

COMPTES CONSOLIDÉS

2010

RÉSULTAT ET CHIFFRES SIGNIFICATIFS CONSOLIDÉS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

au 31 décembre

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social (K€)

Nombre d'actions ordinaires existantes

Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes

Nombre moyen pondéré d'actions

Nombre maximal d'actions futures à créer :

. par conversion d'obligations

. par exercice de droits de souscription

Nombre moyen pondéré d'actions potentielles dilutives :

. actions nouvelles potentielles dilutives par exercice d'options de souscription

. nombre moyen pondéré d'actions potentielles dilutives retenu dans le calcul du résultat dilué par actions

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE SUR LES ACTIVITÉS POURSUIVIES (K€)

Chiffre d'affaires hors taxes

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

Résultat opérationnel avant impôt et charges calculées (amortissements ; dépréciations et provisions)

Impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un produit d'impôt)

Résultat après impôt et charges calculées (amortissements ; dépréciations et provisions)

Résultat des activités abandonnées et des activités destinées à la vente

Résultat net consolidé

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (€)

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

Résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements ; dépréciations et provisions)

Résultat après impôt et charges calculées (amortissements ; dépréciations et provisions)

Résultat sur les activités abandonnées

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (€)

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

Résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements et provisions)

Résultat après impôt et charges calculées (amortissements ; dépréciations et provisions)

Résultat sur les activités abandonnées

PERSONNEL

Effectif moyen de l'exercice

Montant de la masse salariale (K€)

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (K€)

¹ Suite au changement de méthode de présentation du crédit d'impôt recherche en 2008, les éléments publiés de 2007 ont été retraités en conséquence pour faciliter la comparaison.

2006	2007	2007	2008	2009	2010
IFRS	IFRS publié	IFRS comparatif retraité en 2008 ¹	IFRS	IFRS	IFRS
3 768	3 784	3 784	3 784	3 784	3 784
12 559 675	12 611 875	12 611 875	12 611 875	12 611 875	12 611 875
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12 541 258	12 609 700	12 609 700	12 611 875	12 611 875	12 611 875
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 062 416	915 550	915 550	518 500	500 000	500 000
52 608	-	-	-	-	-
12 541 258	12 609 700	12 609 700	12 611 875	12 611 875	12 611 875
30 906	31 400	31 400	30 799	26 299	24 185
2 828	3 039	3 302	1 950	-1 712	-1 526
2 636	3 039	3 302	1 950	-1 712	-3 142
4 718	5 743	6 006	4 282	211	243
-20	341	581	342	-515	-34
2 266	2 665	2 665	1 918	-1 403	-4 082
-19 202	6 497	6 497	-4 063	-766	-1 324
-16 936	9 162	9 162	-2 145	-2 169	-5 406
0,23	0,24	0,26	0,15	-0,14	-0,12
0,21	0,24	0,26	0,15	-0,14	-0,25
0,38	0,43	0,43	0,31	0,06	0,02
0,18	0,21	0,21	0,15	-0,11	-0,32
-1,53	0,52	0,52	-0,32	-0,06	-0,10
0,23	0,24	0,26	0,15	-0,14	-0,12
0,21	0,24	0,26	0,15	-0,14	-0,25
0,38	0,43	0,43	0,31	0,06	0,02
0,18	0,21	0,21	0,15	-0,11	-0,32
-1,53	0,52	0,52	-0,32	-0,06	-0,10
285	315	315	290	278	243
9 906	9 906	9 906	10 564	10 067	9 361
4 187	4 116	4 116	4 432	4 267	3 950

COMPTES DE RÉSULTAT

(K€)	Notes	31.12.10	31.12.09
Activités poursuivies			
Chiffre d'affaires net	4.1 et 2.19	24 185	26 299
Autres produits	4.2 et 2.20	460	540
Total produits courants		24 645	26 839
Achats matières premières, approvisionnements et variation des stocks matières et produits		6 119	6 369
Autres achats, charges et services externes		4 323	4 729
Impôts et taxes et versements assimilés		475	774
Salaires		9 361	10 067
Charges sociales		3 950	4 267
Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite	2.17	-27	51
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2.8	1 719	1 884
Perte de valeurs des actifs	2.12	77	-12
Autres charges		174	422
Total charges nettes courantes		26 171	28 551
Résultat opérationnel courant		-1 526	-1 712
Autres produits et charges opérationnels		-1 616	-
Résultat opérationnel		-3 142	-1 712
Frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêt	4.6	-316	-542
Résultat net des placements	4.6	44	168
Résultat net des effets de change	4.6	-747	-60
Autres charges ou produits financiers	4.6	45	228
Résultat financier	4.6	-974	-206
Résultat courant - part du Groupe		-4 116	-1 918
Impôts sur les bénéfices	4.7	-50	-466
Impôts différés sur les bénéfices	4.7 et 2.21	16	-49
Résultat net des activités poursuivies - part du Groupe		-4 082	-1 403
Activités abandonnées			
Résultat net des activités abandonnées	5.	-1 324	-766
Résultat net		-5 406	-2 169
Résultat par action (€)	4.8	-0,43	-0,17
Activités poursuivies		-0,32	-0,11
Activités abandonnées		-0,10	-0,06
Résultat dilué par action (€)		-0,43	-0,17
Activités poursuivies		-0,32	-0,11
Activités abandonnées		-0,10	-0,06

ÉTAT DU RÉSULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

(K€)	Notes	31.12.10	31.12.09
Résultat net		-5 406	-2 169
Ecart de conversion	2.6	81	-30
Réévaluation des instruments dérivés de couverture	6.1	160	-340
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente			
Réévaluation des immobilisations			
Ecart actuariels sur les régimes à prestations définies	3.3.3	-39	-27
Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence			
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres		202	-397
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres		-5 204	-2 566

Les montants sont présentés nets d'impôts.

BILAN

(K€)	Notes	31.12.10	31.12.09
Ecart d'acquisition	2.10 et 3.1.2		–
Immobilisations incorporelles	2.11 et 3.1.1	384	333
Immobilisations corporelles	2.8 et 3.1.3	7 515	8 212
Immobilisations financières (à plus d'un an)	2.14	957	1 030
Impôts différés actifs	2.21	34	50
Actif non courant		8 890	9 625
Immobilisations financières (à moins d'un an)	2.14	111	106
Stocks et en-cours matières et produits	2.13 et 3.1.4	3 465	4 503
Créances clients et comptes rattachés	2.14	5 574	4 629
Charges constatées d'avance	3.1.6	453	382
Autres créances	2.14	2 567	4 057
Instruments financiers détenus à des fins de transaction	2.14	8 346	15 851
Instruments financiers dérivés	2.14	104	68
Disponibilités	2.14	2 617	1 318
Actif courant		23 237	30 914
Actifs non courants détenus en vue de la vente	2.18	3 770	3 770
Total Actif		35 897	44 309
Capital social	3.3.1	3 784	3 784
Primes d'émission	3.3.1	31 587	31 587
Actions propres	2.14	-186	-120
Réserves légale, réglementées et autres réserves	3.3.1	765	765
Ecart de conversion Groupe	2.6 et 3.3.1	-186	-268
Produits et charges constatés directement en capitaux propres	3.3.1	-250	-371
Réserves et report à nouveau consolidés	3.3.1	-16 474	-14 304
Montants comptabilisés directement en capitaux propres relatifs à des actifs non courants détenus en vue de la vente			
Résultat - part du Groupe		-5 406	-2 169
Capitaux propres		13 634	18 904
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à plus d'un an)		3 921	4 856
Provisions pour retraites et obligations similaires	2.17 et 3.3.3	527	495
Impôts différés passifs	2.21	–	–
Passif non courant		4 448	5 351
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à moins d'un an)	2.14 et 3.3.4	1 356	2 723
Provisions pour risques exigibles à moins d'un an	2.16 et 3.3.3	1 789	21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2.14	506	689
Produits constatés d'avance	2.14	135	932
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2.14	1 667	1 916
Dettes fiscales et sociales	2.14	2 385	2 646
Autres dettes	2.14	166	113
Instruments financiers dérivés	2.14	416	626
Passif courant		8 420	9 666
Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente		9 395	10 388
Total Passif		35 897	44 309

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

(K€)	Notes	31.12.10	31.12.09
Résultat net des activités poursuivies		-4 082	-1 403
Ajustements			
Dotations aux amortissements	2.8	1 718	1 884
Dépréciation de juste valeur	2.12	114	-6
Charge d'intérêt		316	411
Charge d'impôts		-41	-49
Variation de juste valeur des instruments financiers	6.1	240	-515
Variation des provisions pour engagements de retraite	2.17	-27	135
Impôts payés		-	-
Moins values de cession		2	367
Capacité d'autofinancement hors intérêts et impôts		-1 760	824
Variation nette des actifs et passifs			
Variation des stocks	3.1.4	1 037	-476
Variation des créances	3.1.5	-274	3 636
Variation des dettes		-756	-1 528
Variation des provisions à moins d'un an (dont restructuration)	3.3.3	1 768	-679
Variation des instruments financiers	6.1	-245	518
Charges et produits constatés d'avance		-870	-1 110
Variation du besoin en fonds de roulement		660	361
Flux nets de trésorerie liés à l'activité		-1 100	1 185
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	3.1.1 et 3.1.3	-812	-797
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	13
Variation des immobilisations financières	3.1.5	5	90
Variation de périmètre		-	-1
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement		-807	-695
Augmentation de capital		-	-
Encaissements provenant d'emprunts	3.3.4	-	244
Remboursements d'emprunts	3.3.4	-2 552	-3 772
Intérêts payés	4.6	-313	374
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement		-2 865	-3 902
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées	5.	-1 484	-1 726
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie	3.2.1	-6 256	-5 138
Incidences des variations de change	3.2.1	62	-21
Variation de juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction		-	-
Trésorerie à l'ouverture	3.2.1	17 098	22 257
Trésorerie à la clôture	3.2.1	10 904	17 098

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(K€)	Capital social	Primes d'émission	Réserve légale	Réserves réglementées	Autres réserves	Actions propres	Ecart de conversion Groupe	Réserves et report à nouveau	Produits et charges constatés directement en capitaux propres	Montants comptabilisés directement en capitaux propres relatifs à des activités abandonnées	Résultat - part du Groupe	Capitaux propres
31.12.08	3 784	32 273	241	74	450	-120	-236	-12 846	-4		-2 145	21 471
Produits et charges constatés directement en capitaux propres	-	-	-	-	-	-	-30	-	-367	-	-	-397
Résultat de la période	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 169	-2 169
Produits et charges de la période	-	-	-	-	-	-	-30	-	-367	-	-2 169	-2 566
Affectation du résultat	-	-	-	-	-	-	-	-2 145	-	-	2 145	-
Variation de périmètre	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres mouvements	-	-686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.09	3 784	31 587	241	74	450	-120	-267	-14 305	-371		-2 169	18 904
Produits et charges constatés directement en capitaux propres	-	-	-	-	-	-	81	-	121	-	-	202
Résultat de la période	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 406	-5 406
Produits et charges de la période	-	-	-	-	-	-	81	-	121	-	-5 406	-5 204
Affectation du résultat	-	-	-	-	-	-	-	-2 169	-	-	2 169	-
Variation de périmètre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres mouvements	-	-686	-	-	-	-66	-	-	-	-	-	-66
31.12.10	3 784	31 587	241	74	450	-186	-186	-16 474	-250		-5 406	13 634

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2010

Le 14 mars 2011, le conseil d'administration de Cerep a arrêté les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

1. FAITS SIGNIFICATIFS

1.1. Faits significatifs de la période

Activités poursuivies

Cerep a reconduit début 2010 ses accords majeurs de services.

Le 3 mars 2010, Cerep SA a reçu l'autorisation nécessaire (ou "business license") à la création d'une filiale – Cerep Limited – à Shanghai, en Chine. Elle a vocation, à l'avenir, à fournir des prestations de services précliniques pour l'industrie pharmaceutique. Depuis 2009, la Société est locataire de locaux à Shanghai. Depuis le 19 mars 2010, les titres de la Société ont fait l'objet d'un transfert de marché de cotation. En effet, ceux-ci ont été radiés des négociations sur Euronext Paris et admis concomitamment aux négociations sur Alternext. Corrélativement Cerep a conclu un contrat de Listing Sponsor avec Exane BNP Paribas à compter de juin 2010.

Par contrat en date du 3 août 2010, la Société a confié au prestataire de services d'investissements Exane, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie établie par l'AMAFI, approuvée par l'Autorité des marchés financiers.

Le 29 octobre 2010, Cerep a annoncé la poursuite de sa collaboration BioPrint® avec Roche.

En décembre 2010, Cerep a décidé d'engager la réorganisation de ses opérations, considérant la baisse de chiffre d'affaires constatée au cours des deux derniers exercices. Dans ce cadre, le siège social, actuellement à Paris, sera déménagé à Celle l'Evescault, dans la Vienne, qui abrite déjà les principaux laboratoires du Groupe. Les bureaux parisiens de la Société seront fermés. De plus, un plan de restructuration des opérations de Cerep SA a été présenté au comité d'entreprise. La réorganisation envisagée inclut un PSE touchant 41 salariés, sur les 205 que compte à ce jour l'entreprise (cf. § 3.3.3 "Provisions", page 22).

Activités abandonnées

En 2006, une action civile en demande de dommages et intérêts pour un montant de 9 millions d'euros avait été entamée par deux anciens salariés d'Anceris. Le Tribunal de Grande Instance, qui a rendu sa décision en mars 2010, a débouté en première instance les demandeurs de l'ensemble de leurs réclamations.

Au cours du premier semestre, la société Averion n'a pas été en mesure de verser à Cerep les intérêts de la dette contractée dans le cadre de la cession, en 2007, de la société Hesperion. Averion s'est rapprochée de Cerep pour discuter d'une renégociation de la dette lui permettant de faire face à ses échéances. En décembre 2010, un avenant au contrat de prêt conclu le 31 octobre 2007 à l'occasion de la cession de la filiale Hesperion a été conclu entre les deux parties (cf. § 5.2 "Créance Averion" page 30).

1.2. Evénements postérieurs

Le 26 janvier 2011 Cerep a annoncé la concession d'une licence d'évaluation de sa base de données BioPrint® à la société Shire.

2. PRINCIPES ET MÉTHODES APPLIQUÉS

2.1. Référentiel et principes comptables

Les comptes consolidés de l'exercice 2010 sont établis conformément aux normes comptables internationales IFRS ("International Financial Reporting Standards") adoptées au niveau européen, en application du règlement 1606/2002 du Conseil européen du 19 juillet 2002. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la Commission Européenne à l'adresse suivante :

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission

La base de préparation des informations financières consolidées au 31 décembre 2010 et comparatives résulte en conséquence :

- des normes et interprétations IFRS applicables de manière obligatoire telles qu'elles sont connues à ce jour ;
- des options retenues et des exemptions utilisées par le Groupe.

Les normes et interprétations suivantes applicables pour la première fois à cet exercice n'ont pas eu d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe :

- les révisions de la norme IFRS 3 "Regroupement d'entreprises" et de la norme IAS 27 "États financiers consolidés et individuels", applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2009 ;
- l'interprétation IFRIC 16 "Couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger", applicable aux comptes des exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2009 ;
- l'interprétation IFRIC 17 "Distributions d'actifs non monétaires aux propriétaires" et l'interprétation IFRIC 18 "Transfert d'actifs provenant de tiers", applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} novembre 2009 ;
- l'amendement de la norme IFRS 2 "Transactions intra-groupe fondées sur des actions et réglées en trésorerie" applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2010 ;
- l'amendement IFRIC 9 et IAS 39 "Réévaluation des dérivés incorporés et instruments financiers : comptabilisation et évaluation" applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2009 ;
- l'amendement de la norme IFRS 5 "Actif non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2009 ;
- l'amendement de la norme IFRS 2 "Païement fondé sur des actions" applicable à compter du 1^{er} janvier 2010 ;
- des améliorations aux IFRS communiquées en avril 2009.

Par ailleurs, le Groupe n'a opté pour l'application anticipée en 2010 d'aucune norme ou interprétation applicable lors de périodes ultérieures, en particulier :

- l'amendement de l'interprétation IFRIC 14 "Païements anticipés des exigences de financement minimal" applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2011 ;
- l'interprétation IFRIC 19 "Extinction de passifs financiers au moyen d'instruments de capitaux propres" applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2010 ;
- l'amendement d'IAS 32 "Classement des émissions de droits" applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} février 2010.

2.2. Présentation du compte de résultat

Le Groupe a traité l'arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments, effectif au 30 juin 2007, ainsi que la cession de l'activité de services cliniques, réalisée le 31 octobre 2007, comme un abandon d'activités au sens de la norme IFRS 5. Les produits et les charges attribuables à ces activités, nets d'impôts, sont ainsi présentés sur une seule ligne au compte de résultat de l'exercice 2010 et de l'exercice comparatif 2009.

2.3. Méthode et périmètre de consolidation

La méthode de consolidation utilisée est l'intégration globale (I.G.).

Entreprises	Siège	N° Siren	Contrôle	Méthode
Cerep SA	155, boulevard Haussmann 75008 Paris - France	353189848	100%	Société mère
Cerep, Inc.	NE 95th Street Redmond, WA 98052 - États-Unis	Etrangère	100%	I.G.
Cerep Drug Discovery Services Co. Ltd	326 Aidisheng Road, B 302-1 Zhangjiang High-Tech Park Shanghai 201203 - Chine	Etrangère	100%	I.G.

La société Cerep Drug Discovery Services Co. Ltd. (ci-après dénommée Cerep Ltd.) a été créée par souscription au capital au cours du mois de mars 2010.

Les comptes sont présentés en milliers d'euros (noté K€).

2.4. Date de clôture

Les sociétés du Groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre.

2.5. Recours à des estimations

La préparation des états financiers nécessite d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états financiers. Ceci concerne notamment les évaluations retenues pour les tests de perte de valeur, l'évaluation des décaissements probables sans contrepartie pour le Groupe constituant les provisions pour restructuration, l'évaluation des engagements de retraite, l'évaluation des provisions pour risques, les durées d'utilisation des immobilisations, les impôts différés et les engagements.

Ces estimations partent d'une hypothèse de continuité d'exploitation du Groupe et sont établies en fonction des informations disponibles lors de la préparation des comptes. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les éléments réels peuvent différer des estimés comptabilisés.

2.6. Conversion des états financiers

Les comptes des filiales étrangères, établis en dollar US et en RMB, ont été convertis en euro selon la méthode du cours de clôture. Les comptes de bilan sont convertis au cours du dernier jour de la période, à l'exception des capitaux propres qui sont convertis au cours historique. Les charges et les produits ainsi que le résultat sont convertis au cours moyen de la période. Les écarts de conversion résultant de la transformation des comptes des filiales, établis dans leurs monnaies respectives, sont affectés en capitaux propres.

2.7. Opérations en devises

Les dettes et actifs circulants en monnaies autres que les monnaies de fonctionnement des sociétés du Groupe sont convertis au cours de clôture de l'exercice. Les écarts résultant de cette conversion sont comptabilisés en résultat financier.

2.8. Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties selon le mode linéaire sur leurs durées de vie usuelles :

- Brevets, concessions, licences	1 à 10 ans
- Logiciels	1 à 3 ans
- Terrains	pas d'amortissement
- Bâtiments, constructions	15 à 30 ans
- Agencements des constructions	7 à 10 ans
- Matériel et outillage	3 à 7 ans
- Agencements divers	7 à 15 ans
- Matériel de transport	3 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

Les biens financés par location financière sont portés en immobilisations à l'actif du bilan comme s'ils avaient été financés par emprunt lorsque les contrats de location ont pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. En application de la norme IAS 17, les critères d'évaluation des contrats sont :

- le rapport entre la durée d'utilité des biens loués et la durée du contrat ;
- le total des paiements futurs comparé à la juste valeur du bien ;
- l'existence d'une clause de transfert de propriété ou d'option d'achat favorable ;
- le caractère spécifique de l'actif.

Depuis 2003, Cerep acquiert et produit des lignées cellulaires. Celles-ci constituent le matériel biologique destiné à produire les protéines utilisées dans la réalisation de tests de profilage pharmacologique.

Ce matériel biologique reproductible indéfiniment est comptabilisé en bien corporel à l'actif du bilan. Il est évalué au coût d'acquisition ou au coût de production lorsqu'il est créé par Cerep. Les dispositions actuelles de la norme IAS 16, précisent que tous les actifs corporels immobilisés, à l'exception des terrains doivent être amortis à compter de leur mise en service. Le Groupe considère qu'étant incapable d'établir une durée d'utilité pour ce matériel biologique, aucun amortissement ne peut être pratiqué.

Une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa mise au rebut ou sa cession. Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation, représentant la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de l'actif à la date de cession, est enregistré au compte de résultat.

2.9. Coûts d'emprunts

Cerep avait retenu la méthode préférentielle de la norme IAS 23 "Coûts d'emprunt", par laquelle les coûts d'emprunt étaient comptabilisés en charge dans l'exercice au cours duquel ils étaient encourus.

A compter de l'exercice 2009, la révision de la norme IAS 23 rend obligatoire la capitalisation du coût des emprunts.

2.10. Regroupements d'entreprises et écarts d'acquisition

Cerep comptabilise les regroupements d'entreprises selon la méthode de l'acquisition. Celle-ci implique l'identification des actifs et des passifs acquis et leur valorisation à leur juste valeur, conformément aux dispositions de la norme IFRS 3. Le coût d'acquisition des titres acquis est égal à la juste valeur de la rémunération remise au vendeur. A compter de l'exercice 2010, et en application de la norme IFRS3 révisée, les coûts externes directement attribuables sont comptabilisés en charges. La différence entre le coût d'acquisition des titres et cette valorisation des actifs et des passifs identifiés constitue un écart d'acquisition.

A compter de la date d'acquisition, l'écart d'acquisition est affecté aux unités génératrices de trésorerie identifiées.

2.11. Immobilisations incorporelles, dont frais de recherche et développement

Le Groupe comptabilise ses actifs incorporels, constitués de frais de prise de brevets, de logiciels et de contrats de licence d'outils informatiques en immobilisations incorporelles, dans le cadre des définitions et principes de comptabilisation définis par la norme IAS 38.

Frais de recherche et développement

Les dépenses des phases de recherche des projets internes sont systématiquement comptabilisées en charges. De plus, lorsque la phase de recherche et la phase de développement d'un projet interne ne peuvent être distinguées, les dépenses encourues au titre du projet sont traitées comme s'il ne comportait qu'une phase de recherche.

Par ailleurs, l'examen des projets de développement de nouveaux tests, de nouveaux procédés, et de Bio-Print® a révélé que Cerep n'est pas en mesure de démontrer que les six critères de comptabilisation des dépenses de développement en immobilisation stipulés par la norme sont satisfaits. Aussi le Groupe comptabilise-t-il ces dépenses en charges.

2.12. Dépréciation d'actifs

Lorsque des événements ou des situations nouvelles indiquent que la valeur comptable des immobilisations corporelles ou incorporelles est susceptible de perdre de la valeur, le Groupe compare cette valeur comptable à la valeur recouvrable, estimée sur la base du plus élevé de la valeur d'utilité ou du prix de vente net. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable, le Groupe constate une dépréciation pour perte de valeur de l'actif.

Le prix de vente net d'une lignée cellulaire est estimé en fonction de la valeur de marché de lignées similaires, le cas échéant. La valeur d'utilité d'une lignée cellulaire tient compte des flux de trésorerie générés, de son intérêt scientifique, de la présence au catalogue de tests pharmacologiques l'utilisant et de la réalisation récente de ces tests. Un test de dépréciation de chaque lignée cellulaire est réalisé à chaque clôture.

2.13. Stocks et en-cours

Les stocks de matières, fournitures et produits achetés sont valorisés au coût réel d'acquisition. La valeur brute représente le prix d'achat à l'exclusion de toute valeur ajoutée.

Les stocks de produits finis et les en-cours de production sont valorisés au coût de production. Ce coût est constitué du coût des matières, des fournitures, de la main-d'œuvre directe ainsi que de toutes les autres charges directes et indirectes afférentes.

Concernant les activités poursuivies :

- Les matières premières sont des produits biologiques ou des produits chimiques achetés;
- Les fournitures sont les consommables utilisés lors des tests;
- Les produits intermédiaires sont des préparations biologiques prêtes à être utilisées lors de tests.

Concernant les activités abandonnées :

- Les matières premières sont des produits chimiques, comprenant les monomères achetés;
- Les produits finis sont des monomères fabriqués et des bibliothèques de molécules chimiques.

Une dépréciation des stocks est constituée si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur brute déterminée selon les modalités indiquées ci-dessus.

2.14. Actifs, passifs et instruments financiers

Les instruments financiers sont comptabilisés, présentés et décrits en application des normes IAS 32 "Instruments financiers : présentation" telle qu'amendée par l'IFRS 7, IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" et IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir".

Le Groupe constate à son bilan les actifs ou les passifs financiers dès qu'il devient partie au contrat à l'origine de l'actif ou du passif financier, selon les quatre catégories définies par la norme IAS 39 :

- "actif ou passif financier à la juste valeur, par le biais du compte de résultat", correspondant aux actifs ou passifs financiers "détenus à des fins de transaction" ou désignés lors de leur comptabilisation initiale comme "étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat";
- "placements détenus jusqu'à l'échéance";
- "prêts et créances" ou
- "actifs financiers disponibles à la vente".

Le bilan consolidé du Groupe est constitué des catégories d'actifs financiers et de passif financiers suivantes :

Créances

Les créances clients et autres créances sont des instruments financiers définis comme "prêts et créances", comptabilisés initialement à leur valeur nominale, les échéances étant généralement comprises entre 30 et 60 jours. A la clôture de l'exercice, les créances sont évaluées au coût amorti, déduction faite des pertes de valeur tenant compte des risques de non recouvrement. Les créances irrécouvrables sont constatées en pertes lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont des instruments financiers définis comme "placements détenus jusqu'à l'échéance", initialement comptabilisées pour leur valeur nominale, nette d'éventuels coûts d'acquisition. Postérieurement à la comptabilisation initiale, elles sont évaluées au coût amorti.

Les pertes de valeur sont constatées au résultat financier, lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur à l'inventaire.

Placements

Les valeurs mobilières de placement du Groupe, sont désignées comme détenues à des fins de transaction en "actif ou passif financier à la juste valeur, par le biais du compte de résultat", et comptabilisées en juste valeur. Enregistrées initialement pour leur coût d'achat, elles sont réévaluées à leurs valeurs de marché (cours de bourse ou valeur liquidative, lorsque disponible). Les pertes et les gains latents sont enregistrés au compte de résultat en produits ou charges financiers.

Les justes valeurs des instruments financiers utilisés sont déterminées comme suit :

- SICAV monétaires et obligataires : valeur liquidative à la clôture;
- Actions : cours de marché à la clôture.

Trésorerie et disponibilités

Les disponibilités comprennent les actifs financiers (trésorerie en banque, la caisse, les dépôts à terme et les certificats de dépôt ayant une échéance inférieure ou égale à trois mois). Les concours bancaires courants sont des passifs financiers et comptabilisés en emprunts et dettes au passif du bilan.

Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités définies ci-dessus, nets des concours bancaires courants, et les instruments financiers détenus à des fins de transaction au titre des placements de trésorerie.

Les justes valeurs des instruments de trésorerie utilisés sont déterminées comme suit :

- Disponibilités et dépôts à terme en euro : au coût d'acquisition, proche de la valeur de marché en raison de leur échéance à court terme;
- Disponibilités et dépôts à terme en devises : au coût d'acquisition (proche de la valeur de marché en raison de leur échéance à court terme), converti au cours de change de clôture.

Actions propres

Le Groupe comptabilise les rachats de ses propres actions au coût d'achat, net de frais d'acquisition en accord avec la norme IAS 32 et les présente en déduction des capitaux propres.

Dettes

Les dettes fournisseurs et autres dettes sont des passifs financiers comptabilisés initialement à leur valeur nominale, les échéances étant généralement comprises entre 30 et 60 jours. A la clôture de l'exercice, ces passifs financiers sont évalués au coût amorti.

Emprunts et dettes financières

Les emprunts souscrits auprès des établissements financiers ou auprès d'organisme de crédit bail sont des passifs financiers et sont comptabilisés initialement à leur valeur nominale ajustée des frais d'émission amortis sur la durée de l'emprunt. A la clôture de l'exercice, ces passifs financiers sont évalués au coût amorti.

Instruments financiers dérivés

Les instruments financiers dérivés sont constitués d'instruments de change et de taux, destinés à réduire l'ex-

position du Groupe au risque de change sur ses probables flux futurs en devises ainsi que son exposition au risque de taux d'intérêts sur les flux de ses emprunts.

Les instruments dérivés sont comptabilisés à l'actif ou au passif du bilan en juste valeur. Le Groupe désigne ses instruments dérivés conformément aux critères établis par la norme IAS 39. La comptabilisation des variations de juste valeur d'un instrument dépend de l'intention d'utilisation de l'instrument.

Change

Les justes valeurs des instruments de change utilisés par le Groupe sont déterminées comme suit :

- Ventes à terme : valeur liquidative, qui correspond à l'actualisation du flux en fonction du taux à l'échéance;
- Options d'achats de call et de vente de put, ainsi que vente de call : valeur liquidative, qui correspond à un modèle mathématique tenant compte du cours des devises et des taux d'intérêts respectifs.

Taux

Cerep utilise des swaps de taux variable à taux fixe dont la juste valeur est la valeur liquidative, qui correspond à la différence entre le montant notionnel et la valeur actuelle des flux fixes prévus.

Comptabilisation des instruments dérivés

La part efficace des instruments dérivés que Cerep est en mesure de désigner comme instrument de couverture est comptabilisée comme suit :

- Les variations de valeur de l'instrument dérivé sont enregistrées en capitaux propres;
- Le montant enregistré en capitaux propres est reclassé en résultat lorsque le flux couvert futur se réalise, à l'émission de la facture nette correspondant à la prévision.

La part inefficace des instruments dérivés et les instruments dérivés non éligibles aux conditions de comptabilisation de couverture sont comptabilisés pour leur juste valeur dès leur origine au compte de résultat.

2.15. Paiements en action

Cerep ne dispose que de plans d'options de souscription d'actions pour lesquels l'acquisition des droits est antérieure au 31 décembre 2004, et a retenu l'exemption facultative prévue par la norme IFRS 1 de ne pas comptabiliser selon les dispositions de la norme IFRS 2 "Paiements en actions" les plans d'options de souscription d'actions dont les droits sont acquis avant cette date. Les principes comptables français ont été appliqués : la différence entre le prix d'exercice payé par le bénéficiaire lors de l'exercice de l'option de souscription et la valeur nominale de l'action ainsi souscrite est enregistrée en prime d'émission.

Selon les termes des plans d'options de souscription d'actions, la cession d'actions obtenues par exercice d'options n'est pas autorisée avant la fin de la période d'indisponibilité fiscale. Il n'existe donc pas de risque de prise en compte par l'entreprise de charges sociales en cas de levées d'options avant la fin de cette période.

2.16. Provisions

Le Groupe comptabilise une provision lorsqu'il existe une obligation contractuelle, légale ou implicite résultant d'événements passés et dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressources.

Provision pour restructuration

Les coûts des restructurations constituent un passif s'ils résultent d'une obligation du Groupe vis-à-vis des tiers, ayant pour origine une décision prise par le Groupe, annoncée avant la date de clôture de l'exercice et à condition que le Groupe n'attende plus de contrepartie des tiers concernés.

2.17. Engagements de retraite et avantages similaires

Cerep applique la norme IAS 19 "Avantages au personnel" telle qu'amendée le 16 décembre 2004 qui détermine les règles comptables applicables aux entreprises concernant :

- les avantages postérieurs à l'emploi comme les pensions et autres engagements de retraite ainsi que les régimes de congés de fin de carrière ;
- les autres engagements à long terme comme l'intéressement, les primes et autres rémunérations différées ;
- les modalités de comptabilisation et d'évaluation de ces engagements ;
- les indemnités de fin de contrat de travail ;
- les informations à porter en annexe.

Cerep a retenu l'option de comptabiliser l'intégralité des écarts actuariels en capitaux propres, sans amortir ceux-ci par un mécanisme de corridor.

Cerep comptabilise ainsi au passif la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture, nette de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture, le cas échéant. Les écarts actuariels, résultant du changement d'hypothèses qui affectent l'évaluation de l'obligation sont également enregistrés au passif, nets d'impôts différés, en contrepartie des "produits et charges constatés directement en capitaux propres". Enfin, le coût des services passés, résultant de changements réglementaires ou contractuels du régime, est étalé sur la durée de mise en application de ces changements.

L'obligation au titre des indemnités de fin de carrière spécifiques à la France est évaluée linéairement en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode considère que chaque période de service du salarié donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et évalue séparément chacune de ces unités pour déterminer l'obligation finale. Elle prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l'espérance de vie et la rotation de l'effectif.

2.18. Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

La norme IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" spécifie notamment :

- les règles d'identification des actifs destinés à être cédés, ainsi que les passifs directement liés à ces actifs;
- que les actifs destinés à être cédés, qui sont classés comme détenus en vue de la vente doivent être comptabilisés au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de vente;
- que les actifs et les passifs inclus dans un Groupe destiné à être cédé, classé comme étant détenu en vue de la vente, doivent être présentés séparément du bilan;
- que les résultats des activités abandonnées doivent être présentés séparément au compte de résultat, une analyse étant présentée en annexe.

L'arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments, effectif au 30 juin 2007, a constitué un abandon d'activité. Les produits et les charges attribuables à ces activités, nets d'impôts, sont ainsi présentés sur une seule ligne au compte de résultat de l'exercice 2010 et de l'exercice 2009. Le bilan au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009 présente sur des lignes distinctes les actifs non courants ainsi que les autres actifs et les passifs rattachés à ces activités.

2.19. Chiffres d'affaires

Cerep applique la méthode dite "à l'avancement", pour la valorisation des contrats de prestations de services en cours à la clôture de l'exercice.

L'ajustement du chiffre d'affaires (constitué par les produits facturés aux clients selon les modalités contractuelles) sur les produits réellement acquis, compte tenu de l'avancement des travaux réalisés, est constaté selon le cas en facture à établir ou en produit constaté d'avance.

Pour les prestations continues, notamment les contrats de collaboration à long terme, les produits sont comptabilisés prorata temporis dès lors qu'ils correspondent à une contribution contractuellement acquise au titre de la période considérée.

2.20. Subventions, aides et avances remboursables

Le Groupe bénéficie de subventions, d'aides à l'innovation ou d'avances remboursables en relation avec son activité de recherche et ses investissements et les comptabilise en application de la norme IAS 20.

Les subventions d'investissements obtenues dans le cadre d'acquisition d'immobilisations sont soit versées à Cerep lorsque l'équipement est acquis en propre, soit versées à l'organisme de financement lorsque le bien est acquis en crédit-bail. Cerep comptabilise les subventions d'investissements en produits constatés d'avance au passif du bilan consolidé à la date d'octroi et procède à la reprise de ces subventions en autres produits au compte de résultat consolidé selon le rythme de l'amortissement de l'immobilisation concernée.

Les aides remboursables et avances obtenues dans le cadre de programmes de recherche de Cerep sont constituées principalement d'avances à taux nul remboursables en cas de succès. Pendant la durée du programme et en l'absence de perspective d'échec, Cerep comptabilise l'intégralité du montant attribué en dettes financières diverses au passif du bilan. Au dénouement, en cas d'échec, la partie restant acquise est comptabilisée en subventions d'exploitation au compte de résultat consolidé.

Les subventions d'exploitation dont bénéficie Cerep sont comptabilisées au compte de résultat consolidé dès leur obtention.

Les montants des subventions, aides et avances octroyés mais non encore versés sont comptabilisés en montants à recevoir au poste "Autres créances" de l'actif du bilan consolidé.

2.21. Impôts différés

Le Groupe comptabilise des impôts différés pour l'ensemble des différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé.

Selon la méthode du report variable, les impôts différés sont calculés en appliquant le dernier taux d'impôt voté à la date de clôture et applicable à l'exercice de renversement des différences temporaires.

Les actifs d'impôt différé sur différences temporaires ou sur déficits et les crédits d'impôt reportables ne sont comptabilisés que lorsque leur réalisation est jugée probable. Le caractère récupérable des actifs d'impôt différé constatés est réexaminé en fin d'exercice afin d'apprécier s'il y a lieu ou non de modifier le montant des impôts différés comptabilisés.

2.22. Information sectorielle

Suite à l'arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments le 30 juin 2007 et à la cession des activités de services cliniques le 31 octobre 2007, les activités poursuivies du Groupe ne représentent que le seul secteur des services précliniques.

2.23. Résultat par action

Le calcul est réalisé conformément à la norme IAS 33.

Le nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat de base est le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période.

Le résultat dilué par action est calculé en ajoutant au nombre moyen pondéré d'actions ci-dessus le nombre net potentiel d'actions nouvelles à créer par la conversion des instruments dilutifs que sont les options de souscription d'actions. Le nombre net d'actions nouvelles créées est déterminé selon la méthode du "rachat d'actions". Dans ce calcul, les fonds recueillis par l'exercice de bons ou d'options de souscription sont supposés être affectés au rachat d'actions au cours moyen au titre de la période.

3. ANALYSE DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN

3.1. Bilan actif

3.1.1. Immobilisations incorporelles

(K€)	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution	Transferts	31.12.10	
Valeurs brutes							
Brevets, licences	574			574		-	
Autres immobilisations incorporelles	1 670		316	25		1 961	
Immobilisations en cours, avances						-	
Total	2 244	-	316	599	-	1 961	
(K€)	31.12.09	Incidence de change	Amortissements Augmentation	Amortissements Diminution	Dépréciations Augmentation	Transferts	31.12.10
Amortissements/Dépréciations							
Brevets, licences	574			574			-
Autres immobilisations incorporelles	1 337		265	25			1 577
Total	1 911	-	265	599	-	-	1 577
(K€)	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution	Augmentation	Transferts	31.12.10
Valeurs nettes							
Brevets, licences							-
Autres immobilisations incorporelles	333		51				384
Immobilisations en cours, avances							-
Total	333	-	51	-	-	-	384

3.1.2. Ecart d'acquisition

La Société n'a pas d'écart d'acquisition inscrit à son actif.

3.1.3. Immobilisations corporelles

(K€)	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution	Transferts	31.12.10	
Valeurs brutes							
Terrains						-	
<i>dont location financière</i>						-	
Lignées cellulaires	2 162			26	2	54	2 240
Constructions et agencements	8 583			92			8 675
<i>dont location financière</i>	7 595						7 595
Matériel et outillage	9 396	178		472	48		9 998
<i>dont location financière</i>	3 985				3		3 982
Autres immobilisations corporelles	2 597	57		127	26		2 755
<i>dont location financière</i>	956			46	9		993
Immobilisations en cours	193			74	10	-54	203
<i>dont lignées en cours</i>	64				10	-54	-
Avances et acomptes							-
Total	22 931	235	791	86	-	-	23 871

(K€)	31.12.09	Incidence de change	Amortis- sements Augmentation	Amortisse- ments Diminution	Dépré- ciations Augmen- tation	31.12.10
Amortissements/Dépréciations						
Lignées cellulaires	54		73			127
Constructions et agencements	4 205		661			4 866
<i>dont location financière</i>	3 636		506			4 142
Matériel et outillage	7996	147	683	47		8 779
<i>dont location financière</i>	3 336		370	3		3 703
Autres immobilisations corporelles	2 339	48	114	42		2 459
<i>dont location financière</i>	917		20	9		928
Immobilisations en cours	125					125
Total	14 719	195	1 531	89	-	16 356
(K€)	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution	Transferts	31.12.10
Valeurs nettes						
Terrains						-
<i>dont location financière</i>						
Lignées cellulaires	2 108		-47	2	54	2 113
Constructions et agencements	4 378		-569			3 809
<i>dont location financière</i>	3 959		-506			3 453
Matériel et outillage	1 400	31	-211	1		1 219
<i>dont location financière</i>	649		-370			279
Autres immobilisations corporelles	258	9	13	-16		296
<i>dont location financière</i>	39		26			65
Immobilisations en cours	68		74	10	-54	78
<i>dont lignées en cours</i>	64			10	-54	-
Avances et acomptes	-					-
Total	8 212	40	-740	-3	-	7 515

Depuis la mise en œuvre du programme d'acquisition et de production de lignes cellulaires, Cerep a comptabilisé 2 240 K€ de lignes à l'actif immobilisé :

- 328 K€ ont été acquises auprès de ses fournisseurs et sont en service au 31 décembre 2010 ;
- 1 912 K€ ont été produites par Cerep, et sont en service au 31 décembre 2010.

Les acquisitions et les mises en service de matériels, outillages et autres immobilisations de la période représentent principalement les investissements réalisés par la filiale Cerep Ltd., représentant un montant global de 488 K€.

3.1.4. Stocks et en-cours

Principales composantes des stocks et en-cours

(K€)	Brut	Provision	Net au 31.12.10	Net au 31.12.09
Matières premières	1 509	30	1 479	2 027
Fournitures	240		240	460
En-cours de production				
Produits intermédiaires	2 015	269	1 746	2 016
Produits finis				
Total	3 764	299	3 465	4 503

3.1.5. Actifs financiers

(K€)	Brut	Dépréciation	Net au 31.12.10	Net au 31.12.09
Immobilisations financières				
Avance preneur				
- 1 ^{er} avenant au crédit-bail immobilier	679		679	754
- 2 nd avenant	258		258	288
Dépôts de garantie des locations immobilières ¹	265	191	74	73
Autres dépôts et cautionnement	57		57	21
Total Immobilisations financières	1 259	191	1 068	1 136
<i>Dont immobilisations financières courantes :</i>	<i>111</i>		<i>111</i>	<i>106</i>
Clients et assimilés ²	5 773	199	5 574	4 629
Autres créances				
Avances et acomptes versés	14		14	42
Créances sociales	21		21	19
Créances fiscales - TVA	218		218	308
Autres créances fiscales	266		266	919
Solde prix de cession Hesperion	1 855		1 855	2 500
Débiteurs divers	193		193	269
Total autres créances	2 567	-	2 567	4 057
Total créances courantes	8 451	199	8 252	8 792

¹ Le dépôt de garantie sur les locaux de Rueil-Malmaison non encore remboursé par l'ancien bailleur est déprécié en totalité au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009.

² dont factures à établir : 1 699 K€ au 31 décembre 2010 et 2 049 K€ au 31 décembre 2009.

Echéances des actifs financiers avant dépréciation

(K€)	Montant brut	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Avance preneur :				
- 1 ^{er} avenant au crédit-bail immobilier	679	79	361	239
- 2 nd avenant	258	32	139	87
Dépôts de garantie des locations immobilières	74	74		
Autres dépôts et cautionnement	57	23		34
Immobilisations financières	1 068	208	500	360
Clients et assimilés	4 842	4 842		
Avances et acomptes versés	14	14		
Créances sociales	21	21		
Créances fiscales - TVA	218	218		
Autres créances fiscales	266	266		
Solde du prix de cession Hesperion	1 855	1 855		
Débiteurs divers	193	193		
Total autres créances	2 567	2 567	-	-

3.1.6. Charges constatées d'avance

(K€)	31.12.10
Locations, loyers	200
Maintenance	84
Honoraires - personnel intérimaire	11
Assurances	30
Chèques déjeuner	13
Autres charges	91
Total	429

3.1.7. Dépréciation des autres actifs

	31.12.09	Entrées périètre	Incidence de change	Augmen- tation	Diminution	31.12.10
(K€)	Valeur nette				Perte de valeur Utilisée	Valeur nette
Immobilisations financières	191					191
Clients	213		3	21	38	199
Autres créances						-
Charges constatées d'avance						-
Total	404	-	3	21	38	390

3.2. Variation des flux de trésorerie

Tableau de variation de l'endettement financier net

(K€)	31.12.09	Variation	31.12.10
Trésorerie brute	17 169	-6 206	10 963 ¹
Intérêts courus et banque créditrice	71	-12	59
Mobilisation de créances			-
Trésorerie	17 098	-6 194	10 904
Endettement financier :			
- Emprunts	1 874	-1 404	470
- Crédit-bails	5 469	-884	4 585
- Avances remboursables	164		164
Endettement financier brut des activités poursuivies	7 507	-2 288	5 219
Endettement financier net des activités poursuivies	-9 591	3 906	-5 685
Passifs financiers liés à des actifs non courants détenus en vue de la vente :			
- Crédit-bails	10 088	-789	9 299
- Avances remboursables			
Endettement financier net	497	3 117	3 614

¹ Les instruments financiers détenus à des fins de transaction représentent un montant de 8 346 K€. Ils sont composés essentiellement de valeurs mobilières de placement.

3.3. Bilan passif

3.3.1. Capitaux propres

Le tableau suivant présente le nombre d'actions autorisées à la clôture de l'exercice :

(en milliers)	31.12.09	31.12.10
Autorisées :		
Actions ordinaires de 0,30 € chacune	13 776	13 776

64 964 actions propres sont inscrites au nom de Cerep au 31 décembre 2010, contre 8 661 au 31 décembre 2009, comptabilisées en réduction des capitaux propres au coût d'acquisition de 186 K€.

Outre le capital social, les capitaux propres consolidés sont constitués des éléments suivants :

- **Primes d'émission** : correspond à l'excédent des apports effectués par les actionnaires de Cerep SA en sus de la valeur nominale des actions.

Variation du nombre et montant d'actions émises et des primes d'émission afférentes :

	nombre d'actions (milliers)	Capital social (K€)	Primes d'émission (K€)
01.01.09	12 612	3 784	32 273
Exercice d'options de souscription d'actions			-
TUP Anceris			-686
31.12.09	12 612	3 784	31 587
Exercice d'options de souscription d'actions			-
31.12.10	12 612	3 784	31 587

- **Réserve légale** : correspond au cumul des prélèvements, à l'affectation du résultat, d'un vingtième des bénéfices des exercices antérieurs, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
- **Autres réserves** : correspond à des réserves facultatives constituées lors de l'affectation des résultats de la société mère.
- **Écarts de conversion Groupe** : correspond au cumul des écarts de change provenant de la conversion des états financiers des filiales étrangères ainsi que de la conversion des écarts d'acquisition des filiales étrangères.
- **Produits et charges constatés directement en capitaux propres** : représente la contrepartie de la variation de juste valeur des instruments financiers de change et de taux dérivés éligibles à la comptabilisation de couverture de flux de trésorerie, ainsi que la contrepartie de la variation des écarts actuariels sur engagements de retraite. Ces contreparties sont enregistrées nettes d'impôts différés.
- **Réserves et report à nouveau** : les cumuls des bénéfices et des pertes de la société mère et des entités du Groupe.

Les capitaux propres consolidés du Groupe équivalent au capital investi tel que défini par la norme IAS 1. Le Groupe vise à respecter un équilibre entre ses capitaux propres et sa dette, de manière à bénéficier de marges de manœuvre tant dans l'exercice des opérations d'acquisition d'équipement en lien avec l'activité de services précliniques, qu'en vue d'éventuelles acquisitions.

Depuis sa constitution, Cerep SA n'a jamais versé de dividendes.

3.3.2. Avantages au personnel

Le Groupe a mis en place des plans d'intéressement des salariés au capital prévoyant l'attribution, à certains salariés et dirigeants du Groupe, d'options de souscription d'actions. Selon les termes des plans, les attributions sont réservées aux salariés et aux dirigeants des sociétés du Groupe. Les droits de souscription attribués au titre de ces plans sont acquis soit immédiatement, soit par fractions après un à trois ans sous condition d'être toujours salarié à l'échéance. Les droits restent acquis jusqu'à l'expiration de l'option au terme de 7 ans après la date d'attribution. La cession d'actions obtenues par exercice d'options n'est pas autorisée avant la fin de la période d'indisponibilité fiscale française. Les options sont payées en actions de Cerep SA lorsqu'elles sont exercées.

Le Groupe ayant retenu l'exemption facultative de ne pas comptabiliser selon les dispositions de l'IFRS 2 "Paiements en actions" les plans de souscription d'option dont les droits sont acquis au 31 décembre 2004, les acquisitions de droits des plans en vigueur étant antérieures au 31 décembre 2004 et aucune attribution n'ayant eu lieu au cours des années 2010 et 2009, aucune charge n'a été comptabilisée au compte de résultat.

Le tableau suivant illustre le nombre et les prix moyens pondérés (PMP) de souscription des options (pour une action) des plans du Groupe :

	Nombre	PMP
En circulation au début de la période	500 000	9,53 €
Attribuées durant l'exercice	-	-
Annulées durant l'exercice	-	-
Exercées durant l'exercice	-	-
Expirées durant l'exercice	-	-
En circulation à la fin de l'exercice	500 000	9,53 €

Les options en circulation au 31 décembre 2010 ont les prix d'exercice suivants :

Date d'expiration	Nombre	Prix d'exercice
28 novembre 2011	500 000	9,53 €
Total	500 000	

En 2008, la société Cerep SA a mis en place un accord d'intéressement pour une durée de trois ans dans le cadre des dispositions des articles L.3312-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Cet accord prévoit de répartir entre les salariés de Cerep SA ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque exercice, au prorata de leur temps de présence, un montant égal à 7,5% de la somme des excédents bruts d'exploitation (EBE) des sociétés Cerep SA et Cerep, Inc.

3.3.3. Provisions

(K€)	31.12.09	Entrées périmètre	Dotations	(Provision utilisée)	Reprises (Provision non utilisée)	Transferts ou écart de change	31.12.10
Engagement de retraite	495		69		87	50	527
Provisions pour risques							
Litiges salariés	21		156	21			156
Autres litiges			16				16
Provisions pour charges							
PSE			1 617				1 617
Total provisions pour risques et charges	21	-	1 789	21	-	-	1 789

Impact sur le résultat

(K€)	31.12.09	Entrées périmètre	Dotations	(Provision utilisée)	Reprises (provision non utilisée)	Transferts ou écart de change	31.12.10
Dotations et reprises des provisions sur engagements de retraite	-135		-69		87	8	26
Autres charges courantes	263		-172	21			-151
Autres produits et charges opérationnels			-1 617				-1 617
Total	128	-	-1 858	21	87	8	-1 742

Provision pour restructuration

Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été présenté et approuvé par les membres du Conseil d'Administration à fin décembre 2010. Cette réorganisation touche un effectif de 40 salariés sur les 204 que compte la Société, dans le cadre de ses activités poursuivies.

Au 31 décembre 2010, une provision a été constituée à hauteur de 1 617 K€ représentant l'évaluation de l'ensemble des coûts de ce plan, indemnités de licenciement, de préavis, des mesures d'accompagnement et cellule de reclassement.

Provision pour litiges

Au 31 décembre 2010, le Groupe a plusieurs litiges en cours avec des anciens salariés et des contractants, pour lesquels le Groupe a, après consultation de ses conseils, estimé les sorties de ressources probables des actions engagées et constitué ou révisé une provision.

Engagement de retraite

L'évaluation des engagements est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées selon les hypothèses actuarielles suivantes :

	31.12.10		31.12.09	
Taux d'actualisation	4,17%		4,46%	
Taux de progression des salaires	2,00%		2,25%	
Taux moyen des charges sociales	42,00%		40,00%	
Age de départ en retraite	65 ans		65 ans	
Taux de turn-over annuel par tranche d'ages et collège :	non-cadres	cadres	non-cadres	cadres
- 20 - 29 ans	8,0%	0,0%	11,1%	8,3%
- 30 - 39 ans	2,8%	4,8%	14,7%	6,0%
- 40 - 49 ans	10,5%	0,0%	6,2%	1,0%
- 50 - 65 ans	0,0%	0,0%	1,0%	1,0%
Durée moyenne résiduelle d'activité	30 ans	19 ans	30 ans	19 ans

(K€)	31.12.10	31.12.09
Dette actuarielle (valeur actualisée de l'obligation)	527	495
dont, écarts actuariels comptabilisés directement en capitaux propres	-50	-40

Entre l'ouverture et la clôture de la période, le solde net ci-dessus a varié comme suit :

(K€)	31.12.10	31.12.09
Provision à l'ouverture de la période	495	360
Ecart actuariel comptabilisé directement en capitaux propres		
- activités poursuivies	50	40
- activités abandonnées	-	-
Charges de la période	69	123
Reprise de provision (sortie avant droits à retraite)	-87	-28
Paiement des indemnités de fin de carrière	-	-
Provision - activités abandonnées	-	-
Provision à la clôture de la période	527	495

La charge de la période est composée des éléments suivants :

(K€)	31.12.10	31.12.09
Coût des services rendus au cours de la période par les bénéficiaires en activité	45	51
Coût financier	21	44
Charge nette	66	95

En cas de départ en retraite, l'indemnité due aux salariés de Cerep SA selon la convention collective des entreprises de l'industrie pharmaceutique est de 3/10^{èmes} de mois de salaire par année de présence avec un maximum de 9 mois.

La provision a été calculée, au 31 décembre 2009, avec un taux d'actualisation de 4,46%, basé sur le taux AA Bloomberg 15 ans. Au 31 décembre 2010, le taux d'actualisation est de 4,17%.

Cerep, Inc. dispose d'un plan de retraite géré par des organismes tiers selon un régime à cotisations définies, auxquels les salariés peuvent adhérer sous certaines conditions. L'entreprise peut compléter les versements des adhérents, et n'est soumise à aucun engagement nécessitant la constitution d'une provision pour engagement de retraite. Le Groupe a comptabilisé en charges de personnel 102 K€ au cours de l'exercice 2010 et 110 K€ durant l'exercice 2009 au titre des cotisations patronales, et, le cas échéant, des versements complémentaires, versées aux plans à prestations définies capitalisées auprès d'organismes d'assurance ou de fonds de pension.

3.3.4. Etat des dettes

Emprunts et dettes financières

(K€)	31.12.10						31.12.09	
	Nominal Activités poursuivies	Nominal Activités abandonnées	Activités poursuivies Restant dû	Taux d'intérêt moyen pondéré	Activités abandonnées Restant dû	Taux d'intérêt moyen pondéré	Activités poursuivies Restant dû	Activités abandonnées Restant dû
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :								
- euro taux fixe	454		233	3,67%	-	-	572	
- euro taux variable	-		-	-	-	-	997	
- mobilisation de créances	-		-	-	-	-	-	-
- banque créditrice et ICNE	-		59	-	-	-	76	
- dollar US taux fixe	486		237	5,34%	-	-	301	
Dettes auprès d'organismes de crédit-bail :								
- immobilier taux variable	-	12 740	-	-	9 210	3,28%	-	10 070
- immobilier taux fixe	7 456	-	3 926	5,34%	-	-	4 460	
- mobilier taux fixe	2 073	43	664	3,65%	9	4,63%	1 010	18

(K€)	31.12.10						31.12.09	
	Nominal Activités poursuivies	Nominal Activités abandonnées	Activités poursuivies Restant dû	Taux d'intérêt moyen pondéré	Activités abandonnées Restant dû	Taux d'intérêt moyen pondéré	Activités poursuivies Restant dû	Activités abandonnées Restant dû
Emprunts et dettes financières diverses :								
- aides remboursables à l'innovation	51	-	51	-	-	-	51	
- avances remboursables	111	-	111	-	-	-	111	
Total	10 631	12 783	5 281	-	9 219	-	7 578	10 088

L'avenant au contrat de crédit-bail immobilier de 1 130 K€ finançant le site de Villebon-sur-Yvette a été mis en loyer le 1^{er} février 2007. Cet avenant a été swappé au taux fixe de 5,53% pour une durée de 7 ans. Cerep, Inc. a conclu en 2007, un prêt de 253 K\$ (174 K€) remboursable sur une durée de 5 ans destiné à financer l'acquisition d'appareils de laboratoire à Seattle. Ce prêt à échéances constantes est à taux fixe de 6,64%. Afin de financer l'achat de nouveaux équipements de laboratoire, Cerep, Inc. a contracté à nouveau fin 2008, un emprunt de 343 K\$ (246 K€) remboursable sur une durée de 5 ans et rémunéré au taux fixe de 4,38%.

Echéancier des dettes au 31 décembre 2010

(K€)	Montant brut	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Etablissement de crédit	5 055	1 135	2 717	1 202
<i>dont emprunts</i>	470	163	307	
<i>dont location financière</i>	4 585	972	2 411	1 202
Dettes financières diverses	163	163		
Acomptes reçus sur commandes	506	506		
Produits constatés d'avance	135	135		
Fournisseurs et rattachés	1 667	1 667		
Dettes fiscales et sociales	2 385	2 385		
Autres dettes	167	167		
Total	10 078	6 158	2 717	1 202

4. ANALYSE DES PRINCIPAUX POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

4.1. Chiffre d'affaires

Evolution comparée du chiffre d'affaires des activités poursuivies

(K€)	31.12.10	Variations	31.12.09
Groupe Cerep	24 185	-8,0%	26 299
<i>dont contributions nettes après éliminations intercompagnies</i>			
Cerep SA	19 220	-12,8%	22 048
Cerep, Inc.	4 965	16,8%	4 251

Au 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires valorisé à l'avancement représente 1 607 K€.

Chiffre d'affaires des activités poursuivies par zones géographiques

Le tableau ci-après fournit la ventilation du chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies selon la zone géographique du client.

(K€)	31.12.10				31.12.09	
			Variation par rapport au 31.12.09			
	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%
Europe	11 258	46,5%	269	2,4%	10 989	41,8%
<i>dont France</i>	3 702	15,3%	109	3,0%	3 593	13,7%
Amérique du Nord	11 013	45,5%	-2 791	-20,2%	13 804	52,5%
Asie	1 811	7,5%	406	28,9%	1 405	5,3%
Autres	103	0,4%	2	2,0%	101	0,4%
Total	24 185	100,0%	-2 114	-8,0%	26 299	100,0%

4.2. Autres produits

Les autres produits sont liés :

- . à la reprise au compte de résultat des subventions d'investissement ;
- . aux crédits d'impôts pour recherche.

4.3. Informations sectorielles

Suite à l'arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments le 30 juin 2007 et à la cession des activités de services cliniques le 31 octobre 2007, les activités poursuivies du Groupe ne représentent que le seul secteur des services précliniques.

L'activité du Groupe est principalement localisée dans trois zones géographiques dans lesquelles se trouvent ses entités : Europe, Amérique du Nord et Asie.

Le tableau ci-après fournit la décomposition des immobilisations nettes par zones géographiques selon la localisation des entités du Groupe.

(K€)	31.12.10		31.12.09	
	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente
Ecart d'acquisition, nets				
Europe	-	-	-	-
<i>dont France</i>	-	-	-	-
Etats-Unis	-	-	-	-
Asie	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, nettes :				
Europe	384	-	333	-
<i>dont France</i>	384	-	333	-
Etats-Unis	-	-	-	-
Asie	-	-	-	-
Total	384	-	333	-

(K€)	31.12.10		31.12.09	
	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente
Immobilisations corporelles, nettes :				
Europe	6 644	3 770	7 686	3 770
<i>dont France</i>	6 644	3 770	7 686	3 770
Etats-Unis	457	–	524	
Asie	414	–		
Total	7 515	3 770	8 210	3 770
Total immobilisations nettes :				
Europe	7 028	3 770	8 019	3 770
<i>dont France</i>	7 028	3 770	8 019	3 770
Etats-Unis	457	–	524	
Asie	414	–		
Total	7 899	3 770	8 543	3 770

Les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec un client externe s'élèvent à 9,5 % des activités ordinaires, ce qui représente un montant de 2 288 K€.

4.4. Effectif

L'effectif moyen au 31 décembre 2010 est de 243 salariés.

Personnel salarié au 31 décembre 2010	Europe	<i>dont France</i>	Etats-Unis	Asie	Total
Cadres	54	54	14	2	70
Techniciens	114	114	14	–	128
Employés	37	37	8	–	45
Total	205	205	36	2	243

4.5. Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement engagés dans les activités poursuivies et intégralement comptabilisés en charges sont évalués à 4 334 K€ pour l'exercice 2010 et 5 660 K€ pour l'exercice 2009.

Ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes (incluant l'amortissement des équipements scientifiques) et les charges de structure étant réparties au prorata du temps passé sur les programmes de recherche.

4.6. Résultat financier

Eléments constitutifs du résultat financier

(K€)	31.12.10	31.12.09
Change		
Gains/pertes nets des activités poursuivies :		
- réalisés sur comptes bancaires	36	-128
- réalisés sur créances/dettes	-64	-238
- latents sur créances/dettes	87	190
- réalisés sur options de changes et vente de devises	-812	129
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés	6	-3
Gains/pertes nets des activités abandonnées		
Sous-total change	-747	-50
Revenus des valeurs mobilières de placement	43	147
Variation de juste valeur des instruments financiers	-6	-43
Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus	–	20
Produits d'intérêts sur avance preneur	52	57
Produits d'intérêts sur règlement Averion	–	162
Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités poursuivies	-316	-499
Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus des activités abandonnées	–	
Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités abandonnées	-94	-489
Résultat financier - activités poursuivies	-974	-206
Résultat financier - activités abandonnées	-94	-489

4.7. Impôt

Preuve d'impôt

(K€)	31.12.10	31.12.09
Résultat net de l'ensemble consolidé	-5 406	-2 169
Produit d'impôt courant	-50	-466
Charge d'impôts différés	16	-49
Charge/produit d'impôt total	34	515
Résultat comptable avant impôt	-5 440	-2 684
Taux d'impôt de la société mère	33,33%	33,33%
Charge d'impôt théorique	1 813	895
Crédit d'impôt recherche	110	142
Différences permanentes	-11	20
Augmentation des déficits reportables non activés	-1 899	-570
Sortie filiale	-	12
Ecart de taux des filiales	-	29
Autres	21	-13
Charge/produit d'impôt effectif	34	515

Détail des impôts différés actifs et passifs

(K€)	31.12.09	Entrées périmètre	Variation			Autres	31.12.10
			Taux	Période	Change		
France							
Provision pour indemnités de départ à la retraite	159			15			174
Retraitement des locations financières	-413			-272			-685
Organic	13			-1			12
Effort construction				10			10
Primes au personnel	48			-7			41
PSE				132			132
Autres différences temporaires	-1			-29			-30
Taxation des plus-values latentes sur VMP	-1			1			-
Frais d'acquisition des immobilisations	-193						-193
Variation de juste valeur des instruments financiers	186			-84			102
Déficits fiscaux reportables	202			235			437
Etats-Unis							
Amortissements fiscaux dérogatoires	-12			-80	-2		-94
Provision pour dépréciation des comptes clients	13			2	2		17
Provision pour congés payés	42			-6	6		42
Loyers différés	7			-3	1		5
Autres différences temporaires							-
Déficits fiscaux reportables				64			64
Total	50	-	-	-23	7	-	34

En l'absence d'historique de bénéfices taxables suffisamment significatif, il a été considéré que les conditions de récupération des déficits fiscaux reportables de Cerep SA n'étaient pas réunies. Toutefois, un impôt différé actif a été constaté à hauteur des impôts différés passifs résultant des écritures de consolidation et des différences temporaires.

Pour Cerep, Inc., le déficit a été activé à hauteur de 64 K€, dont une partie fera l'objet d'un carry-back sur l'année 2011.

Les actifs nets d'impôt différé dont la réalisation n'a pas été jugée probable et non comptabilisés au 31 décembre 2010 sont les suivants :

Impôts par nature (K€)	31.12.09	Entrées périmètre	Incidence de change	Activation	Variation		31.12.10
					Taux	Base	
Déficits fiscaux reportables							
Cerep SA	9 909			-235	1 802		11 476
Cerep, Inc.							-
Cerep Ltd.						365	365
Total	9 909	-	-	-235	-	2 167	11 841

Depuis la Loi de Finance pour 2004, le report en avant des déficits fiscaux créés en France n'est plus limité dans le temps. Les déficits fiscaux et amortissements réputés différés des sociétés françaises sont reportables indéfiniment.

4.8. Résultat par action

Cerep dispose de plans d'options de souscription d'actions. Le résultat dilué par action reflète donc l'éventuel nombre net d'actions nouvelles créées déterminé selon la méthode du "rachat d'actions".

Ce calcul n'a un impact que sur le nombre d'actions retenu au dénominateur du résultat par action. Au numérateur, le résultat net de l'exercice est identique pour le résultat de base par action ainsi que pour le résultat dilué par action.

Le tableau suivant présente les informations sur le nombre d'actions ayant servi aux dénominateurs des calculs des résultats de base et dilué par action :

(en milliers d'actions)	31.12.10	31.12.09
Nombre d'actions émises en circulation à l'ouverture	12 612	12 612
Nombre moyen pondéré d'actions émises durant l'exercice	-	
Nombre moyen pondéré d'actions émises suite à l'exercice d'options de souscription d'action	-	
Variation moyenne pondérée des actions propres	-	
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation à la clôture pour le résultat de base par action	12 612	12 612
Effet de la dilution ¹	-	
Nombre net potentiel d'actions nouvelles à créer	N/A	N/A
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation à la clôture pour le résultat dilué par action	12 612	12 612
Nombre maximal d'actions futures à créer par exercice de droits de souscription	500	500

¹ seuls les instruments potentiellement dilutifs sont retenus dans ce calcul. Ceux-ci étant uniquement constitués de droits de souscription d'actions, lorsque le résultat net est négatif les actions nouvelles potentielles sont antidilutives. Le résultat dilué est égal au résultat de base par action.

5. ACTIVITÉS ABANDONNÉES

5.1. Bilan

Le tableau ci-après fournit la décomposition des actifs destinés à être cédés, ainsi que les passifs directement liés à ces actifs.

(K€)	31.12.10	31.12.09
Ecart d'acquisition	-	
Immobilisations corporelles	3 770	3 770
Immobilisations financières (à moins d'un an)	-	
Stocks de matières et produits finis	-	
Créances clients et comptes rattachés	-	
Charges constatées d'avance	-	
Autres créances	-	
Actifs non courants détenus en vue de la vente	3 770	3 770
Montants comptabilisés directement en capitaux propres relatifs à des actifs non courants détenus en vue de la vente		
Provisions pour retraites et obligations similaires	-	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 299	10 088
Provisions pour risques exigibles à moins d'un an	96	298
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	
Dettes fiscales et sociales	-	2
Autres dettes	-	
Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente	9 395	10 388

5.1.1. Dépréciation d'immobilisations incorporelles

Consécutivement à l'arrêt de son activité de chimie et ses activités de recherche, le Groupe a comptabilisé en actifs détenus en vue de la vente les brevets et les licences des logiciels de chimie et de recherche sur molécules du site de Villebon-sur-Yvette. Le solde de ces actifs a été totalement déprécié.

5.1.2. Dépréciation d'immobilisations corporelles

De même le Groupe a comptabilisé en actifs détenus en vue de la vente d'une part le terrain, les constructions et agencements, et d'autres parts les équipements techniques, le mobilier et le matériel de bureau du site de Villebon-sur-Yvette. L'amortissement de ces actifs s'est poursuivi jusqu'à la date d'abandon d'activité au 30 juin 2007.

Au 31 décembre 2010, les équipements techniques, le mobilier et le matériel de bureau du site de Villebon-sur-Yvette ont été pour la quasi-totalité cédés et le solde a été entièrement déprécié.

L'ensemble immobilier et les équipements du site de Villebon-sur-Yvette sont maintenus en actifs non courants détenus en vue de la vente en application de la norme IFRS 5. En effet, la Société a pris la décision irréversible de céder le groupe d'actifs qu'elle détient à Villebon-sur-Yvette et en ce sens, elle a conclu une série de mandats en vue de les commercialiser activement, à leur juste valeur et dans leur destination actuelle.

5.1.3. Provisions pour risques et charges

Au 31 décembre 2006, Cerep avait procédé à une évaluation des possibles conséquences d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Au 30 juin 2007, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été mis en œuvre et le Groupe a effectué une nouvelle estimation des indemnités de licenciement et de préavis, de contributions additionnelles, des autres indemnités prévues et coûts des mesures d'accompagnement qui concernent environ 60 postes au sein du Groupe et comptabilisé la provision correspondante au titre des passifs liés aux activités abandonnées.

Au 31 décembre 2010, la provision a été intégralement reprise et n'a pas été utilisée à hauteur de 92 K€.

Le plan social initié fin décembre 2010 et décrit au paragraphe 3.3.3 "Provisions", page 22, concerne en partie les activités abandonnées. Une provision est constituée pour un montant de 77 K€.

5.2. Compte de résultat

Le tableau ci-après fournit la décomposition du résultat des activités abandonnées au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009.

(K€)	31.12.10	31.12.09
Chiffre d'affaires net	150	184
Autres produits	-	9
Total produits opérationnels	150	193
Achats matières premières, approvisionnements et variation des stocks matières et produits	-	
Autres achats, charges et services externes	386	434
Impôts et taxes et versements assimilés	-55	53
Salaires	96	235
Charges sociales	31	91
Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite	-	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	-	
Perte de valeurs des actifs	-	-269
Autres charges courantes	-95	-52
Total charges opérationnelles nettes	363	492
Autres produits et charges opérationnelles	-833	
Résultat opérationnel	-1 046	-299
Frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêt	-429	-484
Résultat net des effets de change	-	
Autres charges ou produits financiers	151	17
Impôts sur les bénéfices	-	
Produits net de cession des activités cédées	-	
Résultat net des activités abandonnées	-1 324	-766

Créance Averion

Dans le cadre d'un accord conclu entre Cerep et Averion en décembre 2010, la dette d'Averion envers Cerep a été renégociée en baisse à hauteur de 1 855 K€. Cette révision a eu pour effet la constatation d'une autre charge opérationnelle pour abandon de créance de 833 K€ au 31 décembre 2010. La dette, initialement remboursable en octobre 2010, a été réglée, pour son montant révisé, en janvier 2011.

5.3. Tableau des flux de trésorerie

Le tableau ci-après fournit la décomposition des flux de trésorerie identifiés des activités abandonnées au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009.

(K€)	31.12.10	31.12.09
	Total activités abandonnées et cédées	Total activités abandonnées et cédées
Marge brute d'autofinancement	-1 140	245
Variation du besoin en fonds de roulement	631	-1 115
Flux nets de trésorerie liés à l'activité	-509	-870
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	37
Variation des immobilisations et instruments financiers	-	163
Trésorerie nette sur acquisition et cessions de filiales	-	
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement	-	200
Remboursement d'emprunts	-791	-731
Intérêts payés	-184	-325
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement	-975	-1 056
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées	-1 484	-1 726

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ET ENGAGEMENTS HORS-BILAN

6.1. Instruments financiers

Les principaux instruments financiers du Groupe sont constitués de financements par crédit-bail auprès d'organismes financiers, d'emprunts bancaires, des valeurs mobilières de placement et de trésorerie. L'objectif de ces instruments financiers est de permettre le financement des opérations du Groupe. Le Groupe détient également des créances clients, des dettes fournisseurs, des avances et acomptes reçus sur commandes qui sont générés par ses activités.

Le Groupe est par ailleurs engagé dans des transactions intégrant des instruments financiers dérivés, principalement des ventes à terme de dollar US et options (put et call) de change sur dollar US et des swaps de taux d'intérêt. Ces instruments ont pour objectif la gestion du risque de change et de taux d'intérêt liés aux activités et au financement du Groupe. Le Groupe n'utilise pas d'instruments dérivés à des fins spéculatives. Les principaux risques attachés aux instruments financiers du Groupe sont le risque de change, le risque de crédit, le risque de taux d'intérêts et le risque de marché.

Risque de change

Suite au développement du Groupe aux Etats-Unis, le bilan du Groupe est sensible aux variations du dollar US contre l'euro. Le Groupe ne couvre pas ces expositions structurelles mais cherche à limiter ses effets en visant l'équilibre dans la devise de fonctionnement des actifs et des passifs et des flux de trésorerie des filiales concernées.

Le Groupe est également exposé à un risque de change concernant la partie du chiffre d'affaires et des charges réalisées en devises autres que l'euro. Ce risque existe principalement concernant le dollar US et dans une moindre mesure le yen japonais quant aux produits et charges et flux de trésorerie liés ainsi qu'aux éléments correspondant des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de trésorerie libellés dans ces devises.

Le Groupe a en place une politique de couverture visant à réduire son exposition aux risques de fluctuation du dollar US et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité. Celle-ci, limitée à Cerep SA, vise à fixer le cours en dollar US des créances nettes et de la totalité de la facturation prévisionnelle nette libellée dans cette devise. Cette stratégie concerne également les transactions en yen japonais, pour lesquelles le Groupe a la capacité de mettre en place des instruments de couverture à la réalisation des opérations commerciales.

Les instruments dérivés utilisés par Cerep pour atteindre ses objectifs en matière de couverture comprennent des contrats de change à terme et des options sur le dollar US (vente de call ou achat de put) ayant une maturité initiale généralement inférieure à un an. Ces instruments portent sur des actifs et des passifs existant à la fin de la période, ainsi que sur la facturation prévisionnelle nette libellée en dollar US. Dans certains cas, le Groupe est amené à compléter les instruments de couverture pris soit par des prorogations de ventes à terme soit en inversant des positions sur options par des achats de call. Le Groupe n'utilise pas d'instruments dérivés à des fins spéculatives.

Au 31 décembre 2010, environ 76% du budget prévisionnel en dollar US de l'exercice 2011 est couvert. Les positions de changes à la date de clôture sont les suivantes :

Position nette globale en devises (K€)	USD	JPY
Actifs	4 116	356
Passifs	1 615	30
Position nette avant gestion	2 501	326
Hors bilan	5 824	507
Position nette après gestion	8 325	833

Dans le cas d'une variation défavorable du taux de change de 1%, l'impact serait de -92 K€.

Risque de taux

L'exposition du Groupe au risque de variation des taux d'intérêt est liée à l'endettement financier à long terme. La politique du Groupe consiste à gérer la charge d'intérêt en contractant majoritairement des financements à taux fixes. Afin d'optimiser le coût financier global, lorsque le financement n'est pas contracté à taux fixe mais à taux variable, le Groupe met en place des swaps de taux d'intérêt par lesquels il échange à intervalles prévus, la différence entre le montant des intérêts à taux fixes et le montant des intérêts à taux variables calculé sur un montant nominal d'emprunt fixé à la souscription des swaps.

Ainsi au 31 décembre 2010, 99% de la dette liée aux actifs destinés à être vendus, dont essentiellement le financement par crédit bail immobilier du site de Villebon-sur-Yvette, a été souscrite à taux variable.

Ces swaps ont été contractés simultanément à la signature des financements auxquels ils sont affectés, et début 2007 concernant l'avenant au contrat de crédit-bail mis enoyer en février 2007, pour les mêmes montants nominaux, et selon les mêmes conditions de date de début, date de révision du taux d'intérêt, intervalles de règlement et taux de base d'intérêts.

Les swaps ont une durée de 7 ans à compter de leur date de mise en place et seront décomptabilisés à leurs termes alors que les financements ont une durée de 15 ans.

Les swaps satisfont aux critères de la comptabilité de couverture d'instrument de couverture de flux de trésorerie, les variations de valeur de l'instrument dérivé sont enregistrées en capitaux propres.

Le Groupe estime qu'au regard de sa situation consolidée au 31 décembre 2010, une hausse instantanée de 50 points de base des taux d'intérêts (EONIA et Euribor 3 mois) aurait représenté, avant impôts, une charge d'intérêts supplémentaire nette sur les emprunts à taux fixes et à taux variables de 4 K€, ainsi qu'une augmentation des produits de placements de 41 K€. Parallèlement, cette hausse de 50 points de base aurait représenté un produit net constaté directement en capitaux propres additionnel de 60 K€, net d'impôt. Au total, le résultat après impôts aurait été supérieur de 25 K€ et les capitaux propres au 31 décembre 2010 auraient été de 13 758 K€.

Une baisse instantanée inverse de 50 points de base des taux d'intérêts, aurait produit un effet inverse identique sur le compte de résultat. Les produits et les charges constatés directement en capitaux propres auraient été diminués de 61 K€ après d'impôt. Au total, le résultat après impôts aurait été inférieur de 25 K€ et les capitaux propres au 31 décembre 2010 auraient été de 13 587 K€.

Risque de marché

Cerep utilise différents instruments financiers dans le cadre de sa gestion de trésorerie. Ils sont constitués de SICAV monétaires et obligataires, de dépôts bancaires principalement en euro et en dollar US, et d'actions. La politique du Groupe vise à limiter les risques de perte sur ses placements en privilégiant les instruments monétaires ou obligataires et sélectionnés sur la base d'historiques de volatilité et de performance par rapport aux indices de référence et de notations d'agences et en procédant à un suivi régulier des valeurs de marché.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité pour le Groupe représente l'éventualité de ne pouvoir faire face à ses engagements suivant leurs échéances.

L'appréciation du risque de liquidité repose sur le suivi des échéanciers des financements du Groupe, l'évolution du niveau de trésorerie disponible et les prévisions d'entrées et de sorties de trésorerie. A la date d'établissement des états financiers, le Groupe n'a pas identifié de besoin de trésorerie à court terme.

Risque de contrepartie

Le risque de contrepartie découle de l'éventualité qu'une partie au contrat n'honore pas ses obligations causant ainsi une perte à l'autre partie. Cerep considère qu'il existe un risque de contrepartie sur certains postes du bilan, le plus significatif portant sur les créances clients, ainsi que sur des engagements figurant en hors-bilan (achats de matières premières et travaux), couvert par des mesures appropriées.

Une proportion significative du chiffre d'affaires est réalisée avec quelques clients. Les contrats de prestation de service de l'activité "services précliniques" (en criblage, en profilage ou en expérimentation pharmacologique) couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chiffre d'affaires. Au cours de l'exercice 2010, le chiffre d'affaires consolidé réalisé avec les plus importants partenaires commerciaux du Groupe se décompose comme suit :

	Exercice 2010
Trois plus importants partenaires commerciaux	26 %
Cinq plus importants partenaires commerciaux	36 %
Dix plus importants partenaires commerciaux	47 %

Cette concentration du risque de crédit sur quelques clients et l'incidence d'une défaillance éventuelle d'un tiers sur le compte de résultat du Groupe sont atténués par la taille et la solvabilité financière des grands groupes de l'industrie pharmaceutique qui constituent les principaux partenaires de Cerep. Toutefois, Cerep compte parmi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des pertes courantes et pour lesquelles les fonds levés auprès d'investisseurs constituent la principale source de financement. Le Groupe a constaté au cours des exercices antérieurs plusieurs défaillances. L'irrécouvrabilité reste cependant limitée au regard de la base de clientèle de Cerep, ce qui réduit dans une certaine mesure cette exposition.

Cerep intègre dans sa démarche commerciale un processus d'évaluation de la solvabilité du prospect et inclut, si nécessaire ou selon les particularités de la prestation, l'obligation de versement d'acomptes ou d'avances par le client.

Au 31 décembre 2010, l'âge des actifs financiers qui sont en souffrance, mais non dépréciés se décompose comme suit : 94 K€ d'échéance dépassée depuis moins de 30 jours, 121 K€ entre 31 et 90 jours et 158 K€ entre 91 et 180 jours. Les actifs financiers en souffrance sont constitués principalement de créances clients.

Par ailleurs, les actifs financiers du Groupe comptent 403 K€ d'actifs financiers individuellement identifiés comme probablement non entièrement recouvrables, et pour lesquels une dépréciation de 390 K€ a été constituée. Ceux-ci incluent 191 K€ de dépôt de garantie des anciens locaux de Cerep à Rueil-Malmaison, qui ont été dépréciés en totalité. Dans l'estimation de la part recouvrable, le Groupe considère en

priorité les éléments financiers permettant d'évaluer la solvabilité du créancier, le remboursement de la TVA, le cas échéant, ainsi que les voies de recours envisageables.

Le Groupe est également dépendant de la solvabilité de plusieurs fournisseurs ou prestataires, certains étant stratégiques dans la fourniture de technologies ou de matières premières. Les procédures d'achats de Cerep intègrent l'établissement et la mise à jour d'une liste de fournisseurs approuvés. Le processus d'approbation, qui implique par ailleurs le service de contrôle qualité, inclut un examen de solvabilité qui peut faire appel à des évaluations d'agences de notation de risque crédit. Enfin, Cerep gère son risque de contrepartie sur ses instruments financiers en sélectionnant rigoureusement les institutions financières tierces, en diversifiant les contreparties par type de contrat et en procédant à un suivi régulier des engagements.

Justes valeurs des instruments financiers du Groupe

(K€)	Valeur au bilan				Juste valeur au 31.12.10
	Brut	Dépréciation	Activités abandonnées	Net au 31.12.10 Activités poursuivies	
Actifs financiers					
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance :					
- Avances preneurs	937			937	1 035
- Dépôts de garantie des locations immobilières	265	191		74	74
- Autres dépôts et cautionnements	21			21	21
- Créances clients et assimilés	5 773	199		5 574	5 574
- Autres créances	2 631			2 631	2 631
Total actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance	9 627	390	-	9 237	9 335
Actifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat :					
- Actifs financiers détenus à des fins de transaction	8 346			8 346	8 346
- Instruments financiers dérivés	104			104	104
- Disponibilités	2 617			2 617	2 617
Total actifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat	11 067	-	-	11 067	11 067
Total actifs financiers	20 694	390	-	20 304	20 402
Passifs financiers					
Passifs financiers détenus jusqu'à l'échéance :					
- Emprunts	470			470	480
- Mobilisation de créances	-			-	-
- Banque créditrice	59			59	59
- Dettes auprès d'organismes de crédit-bail à taux fixe	4 595		9	4 586	4 962
- Dettes auprès d'organismes de crédit-bail à taux variable	9 210		9 210	-	10 009
- Aides et avances remboursables	162			162	162
- Avances et acomptes reçus sur commandes	506			506	506
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 667			1 667	1 667
- Dettes fiscales et sociales	2 385			2 385	2 385
- Autres dettes	166			166	166
Total passifs financiers détenus jusqu'à l'échéance	19 220	-	9 219	10 001	20 936
Passifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat :					
- Instruments financiers dérivés	416			416	416
Total passifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat	416	-	-	416	416
Total passifs financiers	19 636	-	9 219	10 417	20 812

Variation des instruments financiers dérivés

(K€)	Produits et charges constatés directement en capitaux propres	Impôts différés passifs	Résultat financier
Total 31.12.08	-19	-13	-29
Instruments exercés durant l'exercice 2009	-119	-60	120
Instruments en place et éligibles au 31.12.09 :			
- Réalisation des flux couverts			
- Variation de juste valeur	-189	-95	
- Variation de la valeur temps		-14	5
Instruments inéligibles en place au 31.12.09		-3	-13
Total 31.12.09	-327	-185	83
Instruments exercés durant l'exercice 2010	160	102	-497
Instruments en place et éligibles au 31.12.10 :			
- Réalisation des flux couverts		-20	-39
- Variation de juste valeur	-41	-21	
- Variation de la valeur temps		-2	-3
Instruments inéligibles en place au 31.12.10		1	2
Total 31.12.10	-208	-124	-538

Au 31 décembre 2010, les valeurs nominales des instruments financiers dérivés sont les suivantes :

(K€)	Instruments financiers dérivés		Particularités
	Eligibles	Inéligibles	
	Couverture de juste valeur	Couverture de flux de trésorerie	
Instruments de change			
Vente à terme USD	2 727	1 427	- Cours à terme EUR/USD moyen : 1,316 Echéances : janvier à septembre 2011
Vente à terme JPY	-	176	- Cours à terme EUR/JPY moyen : 113,48 Echéances juillet 2011
Options :			
- Vente put EUR/call USD	-	1 113	557 Prix d'exercice EUR/USD moyen : 1,257 Echéances : janvier à octobre 2011
- Achat put EUR/call USD	-	-	-
- Achat call EUR/put USD	-	1 037	- Prix d'exercice EUR/USD moyen : 1,316 Echéances : janvier à septembre 2011
- Vente put EUR/call JPY	-	189	142 Prix d'exercice EUR/JPY : 106 Echéance : mai 2011
- Achat call EUR/put JPY	-	172	- Prix d'exercice EUR/JPY : 116 Echéance : mai 2011
Instruments de taux			
Swaps de taux variable à taux fixe	-	9 324	-
			Montant Taux Echéance
			3 215 K€ 3,08% juillet 2012
			5 232 K€ 3,21% juillet 2012
			877 K€ 4,38% juillet 2014

6.2. Engagements donnés

Obligations contractuelles (K€)	31.12.09		31.12.10	Paiements dus par période			31.12.10
	Activités abandonnées	Activités poursuivies	Total Activités poursuivies	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	Total Activités abandonnées
Engagements liés aux dettes à long terme figurant au passif du bilan (capital + intérêts) :							
Dettes à long terme (capital + intérêts)		2005	476	166	310		-
Obligations en matière de crédit-bail	12 642	6 681	4 979	943	2 759	1 277	11 422
Obligations en matière de location-financement		340	350	242	108		-
Contrats de location simple		592	535	410	107	18	-
Obligations d'achats irrévocables		931	697	697			-
Achats et ventes de devises à terme non couverts		1 514	3 917	3 917			-
Autres obligations à long terme		4	-47	-8	-17	-22	-
Total	12 642	12 067	10 907	6 366	3 267	1 273	11 422
Dettes garanties par des sûretés réelles (K€)							
				VNC des biens donnés en garantie			
				Montant des sûretés			Activités abandonnées Dettes garanties
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 074	14	14	13		-
Total	-	1 074	14	14	13	-	-
Autres engagements commerciaux (K€)							
				Montant des engagements par période			
				- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	Activités abandonnées
Lettres de crédit			-				-
Garanties sur contrats de crédit-bail mobiliers			-				-
Garanties sur contrat de crédit-bail immobilier		1 043	937	111	500	326	-
Obligations de rachat			-				-
Autres engagements commerciaux			-				-
Total	-	1 043	937	111	500	326	-

Les garanties données aux établissements de crédit et aux organismes de crédit-bail mobilier sont constituées respectivement de nantissements sur des instruments de trésorerie et sur du matériel de laboratoire. Les avenants aux contrats de crédit-bail immobilier contractés en 2002 et en 2004 sont garantis par nantissement des avances preneurs.

6.3. Engagements reçus

Obligations contractuelles (K€)	31.12.09		31.12.10 Total Activités poursuivies	Montant des engagements par période			31.12.10 Total Activités abandonnées
	Activités abandonnées	Activités poursuivies		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
Lignes de crédit non utilisées		708	-				-
Lettres de crédit			-				-
Clauses de retour à meilleure fortune			-				-
Garanties			-				-
Obligations de rachat			-				-
Autres engagements commerciaux			-				-
Total	-	708	-	-	-	-	-

7. AUTRES INFORMATIONS

7.1. Rémunération du personnel dirigeant

(K€)	31.12.10	31.12.09
Avantages à court terme	437	475
Avantages postérieurs à l'emploi	-	
Indemnités de fin de contrat de travail	-	
Paievements en actions	-	
Total des rémunérations payées au personnel dirigeant	437	475

7.2. Honoraires des commissaires aux comptes

Audit (€ ht)	2010			
	Ernst & Young	%	Groupe Y Audit	%
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés				
. Cerep SA	44 537	100%	41 999	100%
. Filiales intégrées globalement	-	-	-	-
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes				
. Cerep SA	-	-	-	-
. Filiales intégrées globalement	-	-	-	-
Autres prestations, le cas échéant (juridique, fiscal, social)				
	-	-	-	-
Total	44 537	100%	41 999	100%

7.3. Contributions au résultat consolidé

(K€)	Cerep SA	Cerep, Inc.	Cerep Ltd.	Total
Résultats nets sociaux de la période	-5 171	-280	-365	-5 816
Retraitements et éliminations				
Locations financières	542			542
Dépréciation propres actions	8			8
Variation de la provision pour perte de valeur des actifs	-573			-573
Frais d'emprunt	-2			-2
Ecart de change	76			76
Impôts différés sur écarts temporaires	106			106
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés	4			4
Variation de juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction	10			10
Ecart actuariel sur IDR	5			5
Impôts différés sur déficits fiscaux	234			234
Résultat du Groupe	-4 761	-280	-365	-5 406

www.cerep.com
fincom@cerep.fr