

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2010

SOMMAIRE

I. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2010

1. Note préliminaire	4
2. Commentaires sur l'activité et les résultats	4
2.1. Le Groupe	4
2.2. Cerep SA	5
3. Principaux risques	6
4. Opérations avec des parties liées	6
5. Faits marquants de la période	6
6. Evènements postérieurs à la période	6
7. Perspectives 2010	6

II. COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2010

Compte de résultat	8
État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres	9
Bilan	10
Tableau des flux de trésorerie	11
Tableau de variation des capitaux propres	12

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2010

1. Faits significatifs	13
1.1. Faits significatifs de la période	13
1.2. Evènements postérieurs à la période	13
2. Principes et méthodes appliqués	13
2.1. Référentiel et principes comptables	13
2.2. Présentation du compte de résultat	14
2.3. Méthode et périmètre de consolidation	14
2.4. Date de clôture	14
3. Analyse des principaux postes du bilan	15
3.1. Bilan actif	15
3.1.1. Immobilisations incorporelles	15
3.1.2. Ecarts d'acquisition	15
3.1.3. Immobilisations corporelles	16
3.1.4. Stocks et en-cours	17
3.1.5. Actifs financiers	17
3.1.6. Charges constatées d'avance	18
3.1.7. Dépréciation des autres actifs	18
3.2. Variation des flux de trésorerie	18
3.3. Bilan passif	18
3.3.1. Capitaux propres	18
3.3.2. Avantages au personnel	19
3.3.3. Les provisions	20
3.3.4. Etat des dettes	22
4. Analyse des principaux postes du compte de résultat	23
4.1. Chiffre d'affaires	23
4.2. Autres produits	23
4.3. Informations sectorielles	23
4.4. Effectif	24
4.5. Frais de recherche et développement	24
4.6. Résultat financier	24
4.7. Impôt	25
4.8. Résultat par action	26
5. Activités abandonnées	27
6. Instruments financiers et engagements hors-bilan	29
6.1. Instruments financiers	29
6.2. Engagements donnés	33
6.3. Engagements reçus	34
7. Autres informations	34

1. Note préliminaire

Les lecteurs sont invités à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et au résultat opérationnel de la société avec tous les états financiers consolidés de la société, les notes annexées aux états financiers consolidés pour la période close le 31 décembre 2009 et toute autre information financière figurant dans le rapport financier annuel déposé auprès de l'autorité des marchés financiers.

Les états financiers de la Société ont été préparés conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'union européenne. Les informations qui suivent contiennent également des éléments prévisionnels reposant sur des estimations concernant l'activité future de Cerep et qui pourraient se révéler significativement différents des résultats réels.

2. Commentaires sur l'activité et les résultats

2.1. Le Groupe

Chiffre d'affaires consolidé

Au 30 juin 2010, le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies s'établit à 11,64 millions d'euros en recul de 5,7 % par rapport aux 12,34 millions d'euros enregistrés en 2009 (-7,5% à taux de change constant).

Chiffre d'affaires des activités poursuivies

(K€)	30.06.10				30.06.09		31.12.09	
			Variation par rapport au 30.06.09					
	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%
Europe	5 414	46,5%	391	7,8%	5 023	40,7%	10 989	41,8%
<i>dont France</i>	1 594	13,7%	43	2,8%	1 551	12,6%	3 566	13,6%
Amérique du Nord	5 228	44,9%	-1 276	-19,6%	6 504	52,7%	13 804	52,5%
Asie	946	8,1%	165	21,1%	781	6,3%	1 405	5,3%
Autres	47	0,4%	15	46,9%	32	0,3%	101	0,4%
Total	11 635	100,0%	-705	-5,7%	12 340	100,0%	26 299	100,0%

Résultat du Groupe

Excédent brut d'exploitation (EBE/EBITDA)

Sur le premier semestre 2010, le groupe dégage un excédent brut d'exploitation consolidé des activités poursuivies de -0,52 million d'euros contre -0,82 million d'euros au 30 juin 2009.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel consolidé des activités poursuivies au 30 juin 2010 est une perte de 1,40 million d'euros contre une perte de 1,82 million d'euros au premier semestre 2009.

Résultat financier

Le résultat financier consolidé des activités poursuivies est une perte de 0,82 million d'euros contre une perte de 0,15 million d'euros au 30 juin 2009.

La baisse ainsi constatée traduit une perte réalisée sur les options de changes et ventes de devises suite à la hausse du dollar par rapport à l'euro sur le premier semestre 2010, et une variation importante sur la juste valeur des instruments financiers dérivés.

Le résultat financier reflète aussi des frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêts de 0,17 million d'euros.

Résultat net

Pour les six premiers mois de l'exercice, le résultat net part du groupe des activités poursuivies est une perte de 2,33 millions d'euros contre une perte de 1,93 million d'euros au 30 juin 2009.

Résultat des activités abandonnées

Le résultat net propre aux activités abandonnées a représenté au 30 juin 2010 une perte de 0,32 million d'euros contre une perte de 0,46 million d'euros au premier semestre 2009.

Chiffres-clés

Les chiffres-clés de Cerep sont résumés de la façon suivante :

(K€)	30.06.10	30.06.09	Variation	31.12.09
Activités poursuivies				
Chiffre d'affaires	11 635	12 340	-6%	26 299
EBITDA/EBE	-519	-820		301
Résultat opérationnel	-1 400	-1 817		-1 712
Résultat financier	-823	-153		-206
Produit/charge net d'impôt	103	-36		-515
Résultat net des activités poursuivies	-2 326	-1 934		-1 403
Activités abandonnées				
Résultat net des activités abandonnées	-322	-464		-766
Résultat net consolidé	-2 648	-2 398		-2 169

Recherche et développement

Les frais de recherche et développement (R&D) des activités poursuivies du groupe se sont élevés à 2,30 millions d'euros contre 2,84 millions d'euros enregistrés pour les mêmes activités et pour la même période en 2009.

Au cours du premier semestre, le groupe a développé près de 60 tests de profilage *in vitro* qui viendront s'ajouter ou remplacer certains tests existants. Les efforts de recherche et développement ont également porté sur le développement de nouveaux modèles cellulaires *in vitro* destinés à prédire l'effet toxique des molécules sur certains organes (foie, système immunitaire, système cardio-vasculaire).

Trésorerie

La position de trésorerie du groupe (hors actions propres) s'élève à 11,21 millions d'euros au 30 juin 2010 contre 13,90 millions d'euros au 31 mars 2010 et 18,95 millions d'euros au 30 juin 2009.

Les activités poursuivies ont généré un flux net de trésorerie lié à l'activité de -3,32 millions d'euros.

Les investissements des activités poursuivies au cours de la période ont représenté un flux net de trésorerie de -0,01 million d'euros au 30 juin 2010, le Groupe a consacré 0,07 million d'euros à l'acquisition d'immobilisations.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies, principalement constitués des remboursements d'emprunts et de crédit-bail, sont d'un montant de -1,99 million d'euros.

Les flux de trésorerie des activités abandonnées sont un décaissement net de 0,71 million d'euros, constitués pour l'essentiel de flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement de -0,61 million d'euros (0,39 million d'euros de remboursement d'emprunts et 0,22 million d'euros d'intérêts).

Situation financière

Au 30 juin 2010, le groupe compte 3,77 millions d'euros d'actifs destinés à la vente, constitués de la juste valeur des bâtiments et des équipements techniques du site de Villebon-sur-Yvette (3,77 millions d'euros). Les passifs associés à ces actifs représentent 9,81 millions d'euros, constitués de crédit-bail pour 9,70 millions d'euros (9,69 millions d'euros de crédit-bail immobilier pour le site de Villebon-sur-Yvette et 0,01 million d'euros de crédit-bail mobilier) et de provisions pour restructuration de 0,11 million d'euros incluant le coût du plan de sauvegarde de l'emploi.

Les actifs des activités poursuivies représentent 35,02 millions d'euros dont 4,88 millions d'euros de comptes clients et rattachés et 7,77 millions d'euros d'immobilisations corporelles nettes. Les passifs liés aux activités poursuivies du Groupe représentent 28,99 millions d'euros dont 6,09 millions d'euros de dettes financières (incluant 4,20 millions d'euros de crédit-bail immobilier pour le site de celle l'Evescault).

2.2. Cerep SA

Le tableau suivant résume les principales informations financières relatives à Cerep SA au 30 juin 2010 :

(K€)	1 ^{er} semestre 2010	1 ^{er} semestre 2009	Variation	2009
Chiffre d'affaires net	10 368	11 287	-8,1%	24 056
Résultat d'exploitation	-2 212	-2 182	-	-2 674
Résultat financier	-469	-458	-	-189
Impôts sur les bénéfices	-172	-258	-	-426
Résultat net	-1 933	-1 957	-	-1 383

3. Principaux risques

Les principaux risques pour les six premiers mois de l'exercice 2010 sont présentés dans les notes annexées aux états financiers consolidés pour la période close le 30 juin 2010 et dans le rapport annuel 2009 du Groupe.

Les principaux risques pour les six mois restants de l'exercice sont identiques à ceux décrits dans les notes et le rapport ci-dessus mentionnés.

Concernant plus particulièrement le risque de change, au 30 juin 2010 environ 74% du budget prévisionnel 2010 en dollar US fait l'objet d'une couverture de change.

4. Opérations avec des parties liées

Il n'y a pas eu de transactions avec des parties liées au cours du premier semestre 2010.

5. Faits marquants 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.
- En juin 2010, Cerep a conclu un contrat de Listing Sponsor avec Exane BNP Paribas.

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 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. Les discussions sont en cours.

6. Evènements postérieurs à la période

- 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 par décision du 1^{er} octobre 2008.
- En septembre 2010, considérant un environnement économique difficile et la nécessité pour le Groupe de réduire ses charges de fonctionnement, la Société a pris la décision de transférer le siège social de Paris à Celle L'Evescault. Ce transfert s'accompagne de la suppression de l'établissement parisien et de la mutation du personnel rattaché. Le déménagement devrait être réalisé en fin d'exercice 2010. Il en résultera une baisse de charges de l'ordre de 0,34 million d'euros par an en année pleine (le bail prend fin en mai 2011).

7. Perspectives 2010

Si le Groupe a maintenu ses relations avec l'ensemble de ses principaux partenaires, ses donneurs d'ordre les plus significatifs ont réduit leurs budgets en 2010, affectant de manière sensible le chiffre d'affaires de l'exercice. Ces budgets devraient néanmoins être à terme réalloués à d'autres projets, dont certains, de grande envergure, pourraient participer à la reprise de la croissance du chiffre d'affaires de Cerep. Des discussions sont en cours en ce sens mais il n'est pas possible, considérant les incertitudes de marché, de déterminer avec précision le temps nécessaire à la conclusion de tels accords.

Les efforts de réduction des charges réalisés au cours de l'année 2009 et poursuivis en 2010 permettront de diminuer l'impact de la baisse du chiffre d'affaires sur le résultat du Groupe.

Compte de résultat

(K€)	Notes	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Activités poursuivies				
Chiffre d'affaires net	4.1	11 635	12 340	26 299
Autres produits	4.2	238	314	540
Total produits courants		11 873	12 654	26 839
Achats matières premières, approvisionnements et variation des stocks matières et produits		2 968	2 762	6 369
Autres achats, charges et services externes		2 243	2 571	4 729
Impôts et taxes et versements assimilés		289	389	774
Salaires		4 731	5 327	10 067
Charges sociales		2 079	2 301	4 267
Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite	3.3.3	37	39	51
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3.1	881	997	1 884
Perte de valeurs des actifs	3.1	-	-36	-12
Autres charges		45	121	422
Total charges nettes courantes		13 273	14 471	28 551
Résultat opérationnel courant		-1 400	-1 817	-1 712
Autres produits et charges opérationnels		-	-	-
Résultat opérationnel		-1 400	-1 817	-1 712
Frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêt	4.6	-170	-220	-542
Résultat net des placements	4.6	20	116	168
Résultat net des effets de change	4.6	-772	-173	-60
Autres charges ou produits financiers	4.6	99	124	228
Résultat financier	4.6	-823	-153	-206
Résultat courant - part du Groupe		-2 223	-1 970	-1 918
Impôts sur les bénéfices	4.7	-	-	-466
Impôts différés sur les bénéfices	4.7	-103	-36	-49
Résultat net des activités poursuivies - part du Groupe		-2 326	-1 934	-1 403
Activités abandonnées				
Résultat net des activités abandonnées	5.	-322	-464	-766
Résultat net		-2 648	-2 398	-2 169
Résultat par action (€)		-0,21	-0,19	-0,17
Activités poursuivies		-0,18	-0,15	-0,11
Activités abandonnées		-0,03	-0,04	-0,06
Résultat dilué par action (€)		-0,21	-0,19	-0,17
Activités poursuivies		-0,18	-0,15	-0,11
Activités abandonnées		-0,03	-0,04	-0,06

État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(K€)	Notes	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Résultat net		-2 648	-2 398	-2 169
Ecart de conversion		183	23	-30
Réévaluation des instruments dérivés de couverture	6.1	-173	-230	-340
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente		-	-	
Réévaluation des immobilisations		-	-	
Ecart actuariel sur les régimes à prestations définies		-	-	-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		-10	-207	-397
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres		-2 638	-2 605	-2 566

Les montants sont présentés nets d'impôts.

Bilan

(K€)	Notes	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Ecart d'acquisition	3.1.2			
Immobilisations incorporelles	3.1.1	388	449	333
Immobilisations corporelles	3.1.3	7 771	9 164	8 212
Immobilisations financières (à plus d'un an)	3.1.5	982	1 078	1 030
Impôts différés actifs	4.7	41	-	50
Actif non courant		9 182	10 691	9 625
Immobilisations financières (à moins d'un an)	3.1.5	108	103	106
Stocks et en-cours matières et produits	3.1.4	4 450	4 520	4 503
Créances clients et comptes rattachés	3.1.5	4 876	6 344	4 629
Charges constatées d'avance	3.1.6	623	593	382
Autres créances	3.1.5	4 464	3 670	4 057
Instruments financiers détenus à des fins de transaction	3.2	9 087	16 924	15 851
Instruments financiers dérivés	6.1		195	68
Disponibilités	3.2	2 234	2 039	1 318
Actif courant		25 842	34 388	30 914
Actifs non courants détenus en vue de la vente	2.19	3 770	3 770	3 770
Total Actif		38 794	48 849	44 309
Capital social	3.3.1	3 784	3 784	3 784
Primes d'émission	3.3.1	31 587	32 273	31 587
Actions propres		-120	-120	-120
Réserves légale, réglementées et autres réserves	3.3.1	765	765	765
Ecarts de conversion Groupe	3.3.1	-84	-213	-268
Produits et charges constatés directement en capitaux propres	3.3.1	-544	-234	-371
Réserves et report à nouveau consolidés	3.3.1	-16 474	-14 991	-14 304
Montants comptabilisés directement en capitaux propres relatifs à des actifs non courants détenus en vue de la vente		-	-	-
Résultat - part du Groupe		-2 648	-2 398	-2 169
Capitaux propres		16 266	18 866	18 904
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à plus d'un an)		4 544	5 525	4 856
Provisions pour retraites et obligations similaires	3.3.3	533	399	495
Impôts différés passifs	4.7		-	-
Passif non courant		5 077	5 924	5 351
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à moins d'un an)	3.3.4	1 549	3 736	2 723
Provisions pour risques exigibles à moins d'un an	3.3.3	21	164	21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3.3.4	293	1 261	689
Produits constatés d'avance	3.3.4	82	2 374	932
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3.3.4	1 707	2 333	1 916
Dettes fiscales et sociales	3.3.4	2 493	2 663	2 646
Autres dettes	3.3.4	258	73	113
Instruments financiers dérivés	6.1	1 243	428	626
Passif courant		7 646	13 032	9 666
Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente		9 805	11 027	10 388
Total Passif		38 794	48 849	44 309

Tableau des flux de trésorerie

(K€)	Notes	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Résultat net des activités poursuivies		-2 326	-1 934	-1 403
Ajustements				
Dotations aux amortissements	3.1	881	997	1 884
Dépréciation de juste valeur	3.1	-2	-62	-6
Charge d'intérêt		171	250	411
Charge d'impôts		104	-35	-49
Variation de juste valeur des instruments financiers	6.1	-259	-344	-515
Variation des provisions pour engagements de retraite	3.3.3	37	39	135
Impôts payés		-	-	-
Moins values de cession		-1	28	367
Capacité d'autofinancement hors intérêts et impôts		-1 395	-1 061	824
Variation nette des actifs et passifs				
Variation des stocks	3.1.4	61	-523	-476
Variation des créances	3.1.5	-367	2 923	3 636
Variation des dettes		-968	-1 146	-1 528
Variation des provisions à moins d'un an (dont restructuration)	3.3.3	-266	-607	-679
Variation des instruments financiers	6.1	685	193	518
Charges et produits constatés d'avance		-1 072	123	-1 110
Variation du besoin en fonds de roulement		-1 927	963	361
Flux nets de trésorerie liés à l'activité		-3 322	-98	1 185
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	3.1.1 ; 3.1.3	-65	-492	-797
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	5	13
Variation de périmètre	3.1.5	55	11	90
Trésorerie nette sur acquisitions des filiales			-	-1
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement		-10	-476	-695
Augmentation de capital			-	-
Encaissements provenant d'emprunts	3.3.4	-	146	244
Remboursements d'emprunts	3.3.4	-1 821	-1 999	-3 772
Intérêts payés	4.6	-171	-227	374
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement		- 1 992	-2 080	-3 902
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées	5	-714	-727	-1 726
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie		-6 038	-3 381	-5 138
Incidences des variations de change		153	73	-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	22 257
Trésorerie à la clôture	3.2.1	11 213	18 949	17 098

Tableau de variation des capitaux propres

(K€)	Capital social	Primes d'émission	Réserve légale	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
01.01.09	3 784	32 273	315	450	-120	-236	-12 846	-4	-	-2 145	21 471
Produits et charges constatés directement en capitaux propres						23		-230			-207
Résultat de la période										-2 398	-2 398
Produits et charges de la période						23		-230		-2 398	-2 605
Affectation du résultat							-2 145			2 145	
Variation de périmètre											
Augmentation de capital											
Autres mouvements		686					686				
30.06.09	3 784	31 587	315	450	-120	-213	-14 305	-234	-	-2 398	18 866
Produits et charges constatés directement en capitaux propres						-53		-137			-190
Résultat de la période										229	229
Produits et charges de la période						-53		-137		229	39
Affectation du résultat											
Variation de périmètre						-1					-1
Augmentation de capital											
Autres mouvements											
31.12.09	3 784	31 587	315	450	-120	-267	-14 305	-371	-	-2 169	18 904
Produits et charges constatés directement en capitaux propres						183		-173			10
Résultat de la période										-2 648	-2 648
Produits et charges de la période						183		-173		-2 648	-2 638
Affectation du résultat							-2 169			2 169	
Variation de périmètre											
Augmentation de capital											
Autres mouvements											
30.06.10	3 784	31 587	315	450	-120	-84	-16 474	-544	-	-2 648	16 266

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2010

Le 8 octobre 2010, le conseil d'administration de Cerep a arrêté les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 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 cotation. A cette date, ils ont été radiés des négociations sur Euronext et admis concomitamment aux négociations sur Alternext.
- En Juin 2010, Cerep a conclu un contrat de Listing Sponsor avec Exane BNP Paribas.

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 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. Les discussions sont en cours.

1.2. Evénements postérieurs à la période

- 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 par décision du 1^{er} octobre 2008.
- En septembre 2010, considérant un environnement économique difficile et la nécessité pour le Groupe de réduire ses charges de fonctionnement, la Société a pris la décision de transférer le siège social de Paris à Celle L'Evescault. Ce transfert s'accompagne de la suppression de l'établissement parisien et de la mutation du personnel rattaché. Le déménagement devrait être réalisé en fin d'exercice 2010. Il en résultera une baisse de charges de l'ordre de 0,34 million d'euros par an en année pleine (le bail prend fin en mai 2011).

2. Principes et méthodes appliqués

2.1. Référentiel et principes comptables

Les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 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, et notamment, en application de la norme IAS 34 "Information financière intermédiaire". 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

Les comptes semestriels ont été établis sous une forme condensée en retenant une sélection de notes annexes aux états financiers annuels.

Les règles et méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 31 décembre 2009. Ces règles sont décrites dans la note 2 de l'annexe aux comptes consolidés du rapport financier 2009 et sont conformes aux normes IFRS telles qu'adoptées dans l'Union Européenne.

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.

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 :

- La norme IAS 24 révisée "informations relatives aux parties liées" applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2011 ;
- L'amendement de l'interprétation IFRIC 14 "Paiements 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.

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, 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 pour le premier semestre 2010, pour l'exercice comparatif 2009 et pour le premier semestre 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 (Edison) Road B 302-1 Zhangjiang High-Tech Park Shanghai 201203 - Chine	Etrangère	100%	I.G.

La société Cerep Drug Discovery Services Co. 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.

3. Analyse des principaux postes du bilan

3.1. Bilan actif

3.1.1. Immobilisations incorporelles

(K€)	30.06.09	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution		Transferts	30.06.10
Valeurs brutes								
Brevets, licences	574	574						574
Autres immobilisations incorporelles	1 769	1 670	20	192	13			1 869
Immobilisations en cours, avances								-
Total	2 343	2 244	20	192	13		-	2 443
(K€)	30.06.09	31.12.09	Incidence de change	Amortissements Augmentation	Amortissements Diminution	Dépréciations Augmentation	Transferts	30.06.10
Amortissements/Dépréciations								
Brevets, licences	574	574						574
Autres immobilisations incorporelles	1 320	1 337	20	137	13			1 481
Total	1 894	1 911	20	137	13	-	-	2 055
(K€)	30.06.09	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution	Augmentation	Transferts	30.06.10
Valeurs nettes								
Brevets, licences								-
Autres immobilisations incorporelles	449	333		55				388
Immobilisations en cours, avances								-
Total	449	333	-	55	-	-	-	449

3.1.2. Ecart d'acquisition

Anceris et le programme oncologie font partie des activités abandonnées depuis le 30 juin 2007. L'écart d'acquisition correspondant est présenté depuis cette date parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente.

Au 31 décembre 2008, le Groupe a décidé de mettre un terme à toutes les dépenses associées à ce programme. La conséquence de cette décision se traduit dans les comptes consolidés du Groupe par une dépréciation en totalité de l'écart d'acquisition comptabilisé sur Anceris, soit 4,87 millions d'euros.

3.1.3. Immobilisations corporelles

(K€)	30.06.09	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution	Transferts	30.06.10
Valeurs brutes							
Terrains <i>dont location financière</i>							
Lignées cellulaires	2 027	2 162		19		13	2 194
Constructions et agencements <i>dont location financière</i>	8 580 7 595	8 583 7 595					8 583 7 595
Matériel et outillage <i>dont location financière</i>	9 948 4 373	9 396 3 985	397	43	43		9 793 3 985
Autres immobilisations corporelles <i>dont location financière</i>	2 676 913	2 597 956	127	138 46	22 9		2 840 993
Immobilisations en cours <i>dont lignées en cours</i>	530 390	193 64		22 3		-13 -13	202 54
Avances et acomptes	3						
Total	23 764	22 931	524	222	65	-	23 612
(K€)	30.06.09	31.12.09	Incidence de change	Amortissements Augmentation	Amortissements Diminution	Dépréciations Augmentation	30.06.10
Amortissements/Dépréciations							
Lignées cellulaires	60	54					54
Constructions et agencements <i>dont location financière</i>	3 913 3 384	4 205 3 636		291 253			4 496 3 889
Matériel et outillage <i>dont location financière</i>	8 070 3 331	7 996 3 336	327	376 212	42		8 657 3 548
Autres immobilisations corporelles <i>dont location financière</i>	2 557 903	2 339 917	107	85 37	22 9		2 509 945
Immobilisations en cours		125					125
Total	14 600	14 719	434	752	64	-	15 841
(K€)	30.06.09	31.12.09	Incidence de change	Augmentation	Diminution	Transferts	30.06.10
Valeurs nettes							
Terrains <i>dont location financière</i>							
Lignées cellulaires	1 967	2 108		19		13	2 140
Constructions et agencements <i>dont location financière</i>	4 667 4 211	4 378 3 959		-291 -253			4 087 3 706
Matériel et outillage <i>dont location financière</i>	1 878 1 042	1 400 649	70	-333 -212	1		1 136 437
Autres immobilisations corporelles <i>dont location financière</i>	119 10	258 39	20	53 9			331 48
Immobilisations en cours <i>dont lignées en cours</i>	530 390	68 64		22 3		-13 -13	77 54
Avances et acomptes	3						-
Total	9 164	8 212	90	-530	1	-	7 771

Depuis la mise en œuvre du programme d'acquisition et de production de lignes cellulaires, Cerep a comptabilisé 2 248 K€ de lignes à l'actif immobilisé :

- . 328 K€ ont été acquises auprès de ses fournisseurs, et 328 K€ sont en service au 30 juin 2010 ;
- . 1 920 K€ ont été produites par les équipes de Cerep, 1 866 K€ sont en service au 30 juin 2010, et 54 K€ sont inscrites en immobilisations en-cours.

3.1.4. Stocks et en-cours

Principales composantes des stocks et en-cours :

(K€)	Brut	Provision	Net au 30.06.10	Net au 31.12.09	Net au 30.06.09
Matières premières	1 834		1 834	2 027	2 468
Fournitures	467		467	460	370
En-cours de production					
Produits intermédiaires	2 149		2 149	2 016	1 682
Produits finis					
Total	4 450	-	4 450	4 503	4 520

3.1.5. Actifs financiers

(K€)	Brut	Dépréciation	Net au 30.06.10	Net au 31.12.09	Net au 30.06.09
Immobilisations financières					
Avance preneur					
- 1 ^{er} avenant au crédit-bail immobilier	717		717	754	791
- 2 nd avenant	273		273	288	303
Dépôts de garantie des locations immobilières ¹	263	191	72	73	67
Autres dépôts et cautionnement	28		28	21	20
Total immobilisations financières	1 281	191	1 090	1 136	1 181
<i>dont immobilisations financières courantes :</i>	<i>108</i>		<i>108</i>	<i>106</i>	<i>103</i>
Clients et assimilés	5 119	243	4 876	4 629	6 344
Autres créances					
Avances et acomptes versés	49		49	42	61
Créances sociales	22		22	19	74
Créances fiscales - TVA	290		290	308	268
Autres créances fiscales	1 193		1 193	919	600
Solde prix de cession Hespéron	2 607		2 607	2 500	2 485
Débiteurs divers	303		303	269	182
Total autres créances	4 464	-	4 464	4 057	3 670
Total créances courantes	9 691	243	9 448	8 792	10 117

¹ Le dépôt de garantie sur les locaux de Rueil/Malmaison non encore remboursé par l'ancien bailleur est déprécié en totalité au 30 juin 2010, au 31 décembre 2009 et au 30 juin 2009.

² dont factures à établir : 1 411 K€ au 30 juin 2010, 2 049 K€ au 31 décembre 2009 et 2 108 K€ au 30 juin 2009.

Échéances 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	717	77	352	288
- 2 nd avenant	273	31	136	106
Dépôts de garantie des locations immobilières	263	263		
Autres dépôts et cautionnement	28	28		
Immobilisations financières	1 281	399	488	394
Clients et assimilés	4 842	4 842		
Avances et acomptes versés	49	49		
Créances sociales	22	22		
Créances fiscales - TVA	290	290		
Autres créances fiscales	1 193	1 193		
Solde du prix de cession Hesperion ¹	2 607	2 607		
Débiteurs divers	303	303		
Total autres créances	4 464	4 464	-	-

¹ créance remboursable "in fine" le 31 octobre 2010, non assortie de garantie et rémunérée au taux de 6% l'an.

3.1.6. Charges constatées d'avance

(K€)	30.06.10
Locations ; loyers	180
Maintenance	226
Honoraires - personnel intérimaire	15
Assurances	70
Chèques déjeuner	14
Autres charges	118
Total	623

3.1.7. Dépréciation des autres actifs

(K€)	30.06.09	31.12.09	Entrées périmètre	Incidence de change	Augmentation	Diminution perte de valeur utilisée	30.06.10
	Valeur nette						Valeur nette
Immobilisations financières	191	191					191
Clients	221	213		6	24		243
Autres créances							-
Charges constatées d'avance							-
Total	412	404	-	6	24	-	434

3.2. Variation des flux de trésorerie

Tableau de variation de l'endettement financier net

(K€)	30.06.09	31.12.09	Variation	30.06.10
Trésorerie brute	18 963	17 169	-5 848 ¹	11 321 ¹
Intérêts courus et banque créditrice	16	71	37	108
Mobilisation de créances	-	-	-	-
Trésorerie	18 947	17 098	-5 885	11 213
Endettement financier :				
- Emprunts	2 992	1 874	-1 176	698
- Crédit-bails	6 092	5 469	-345	5 124
- Avances remboursables	162	164	-1	163
Endettement financier brut des activités poursuivies	9 246	7 507	-1 522	5 985
Endettement financier net des activités poursuivies	-9 701	-9 591	4 363	-5 228
Passifs financiers liés à des actifs non courants détenus en vue de la vente :				
- Crédit-bails	10 473	10 088	-392	9 696
- Avances remboursables				
Endettement financier	772	497	3 971	4 468

¹ Les instruments financiers détenus à des fins de transaction représentent un montant de 9 087 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	30.06.09	30.06.10
Autorisées :			
Actions ordinaires de 0,30 € chacune	13 776	13 776	13 776

8 661 actions propres sont inscrites au nom de Cerep au 30 juin 2010, 31 décembre 2009 et 30 juin 2009, comptabilisées en réduction des capitaux propres au coût d'acquisition de 120 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.

Le tableau suivant présente la 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			-
30.06.09	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			-
30.06.10	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.

. **Ecart 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** : représente 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 30 juin 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 du résultat opérationnel et de la dotation aux amortissements sur immobilisations du Groupe.

3.3.3. Les provisions

(K€)	30.06.09	31.12.09	Entrées périmètre	Dotations	Reprises (Provision utilisée)	Reprises (provision non utilisée)	Transferts ou écart de change	30.06.10
Engagement de retraite	399	495		37				532
Provisions pour risques								
Autres restructurations								-
Litiges salariés	162	21						21
Autres litiges								-
Reboisement de Celle	2							-
Total provisions pour risques	164	21	-	-	-	-	-	21

Impact sur le résultat

(K€)	30.06.09	31.12.09	Entrées périmètre	Dotations	Reprises (Provision utilisée)	Reprises (provision non utilisée)	Transferts ou écart de change	30.06.10
Dotations et reprises des provisions enga- gements de retraite	-39	-135		-37				-37
Autres charges courantes	231	263						
Autres produits et charges opérationnels								
Total	192	128	-	-37	-	-	-	-37

Provision pour litiges

Au 30 juin 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 :

	30.06.10		31.12.09		30.06.09	
Taux d'actualisation	4,46%		4,46%		5,00%	
Taux de progression des salaires	2,25%		2,25%		2,25%	
Taux moyen des charges sociales	40,00%		40,00%		40,00%	
Age de départ en retraite	65 ans		65 ans		63 ans	
Taux de turn-over annuel par tranche d'ages et collège :	non-cadres	cadres	non-cadres	cadres	non-cadres	cadres
- 20 - 29 ans	11,08%	8,33%	11%	8%	12%	22%
- 30 - 39 ans	14,74%	6,04%	15%	6%	8%	18%
- 40 - 49 ans	6,17%	1%	6%	1%	1%	8%
- 50 - 65 ans	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Durée moyenne résiduelle d'activité	30 ans	19 ans	30 ans	19 ans	30 ans	19 ans

(K€)	30.06.10	31.12.09	30.06.09
Dette actuarielle (valeur actualisée de l'obligation)	532	495	360
<i>dont, écarts actuariels comptabilisés directement en capitaux propres</i>	3	-40	19

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

(K€)	30.06.10	31.12.09	30.06.09
Provision à l'ouverture de la période	360	360	360
Ecart actuariel comptabilisé directement en capitaux propres			
- activités poursuivies	-	40	
- activités abandonnées	-		
Charges de la période	37	123	39
Reprise de provision (sortie avant droits à retraite)	-	-28	
Paiement des indemnités de fin de carrière	-		
Provision - activités abandonnées	-		
Provision à la clôture de la période	532	495	399

La charge de la période est composée des éléments suivants :

(K€)	30.06.10	31.12.09	30.06.09
Coût des services rendus au cours de la période par les bénéficiaires en activité	25	51	39
Coût financier	12	44	
Charge nette	37	95	39

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. Les salariés d'Anceris bénéficiaient du même régime.

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 30 juin 2010, ce taux d'actualisation a été maintenu.

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 57 K€ au 1^{er} semestre 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€)	30.06.10						31.12.09		30.06.09	
	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	Nominal Activités poursuivies	Nominal Activités abandonnées
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :										
- euro taux fixe	1 575		391	3,81%			572		1 699	
- euro taux variable							997		6 000	
- mobilisation de créances										
- banque créditrice et ICNE			108				76			
- dollar US taux fixe	486		307	5,34%			301		422	
Dettes auprès d'organismes de crédit- bail :										
- immobilier taux variable		12 740			9 684	3,27%		10 070		12 740
- immobilier taux fixe	7 456		4 204	5,00%			4 460		7 456	
- mobilier taux fixe	2 842	43	921	5,40%	12	4,63%	1 010	18	3 043	69
Emprunts et dettes financières diverses :										
- aides remboursables à l'innovation	52		51				51		52	
- avances remboursables	111		111				111		111	
Total	12 522	12 783	6 03		9 696		7 578	10 088	18 783	12 809

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'appareil 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 30 juin 2010

(K€)	Montant brut	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Etablissement de crédit	5 822	1 278	3 093	1 451
<i>dont emprunts</i>	698	239	458	
<i>dont location financière</i>	5 124	1 039	2 635	1 451
Dettes financières diverses	163	163		
Acomptes reçus sur commandes	293	293		
Produits constatés d'avance	82	82		
Fournisseurs et rattachés	1 707	1 707		
Dettes fiscales et sociales	2 493	2 493		
Autres dettes	258	258		
Total	10 818	6 274	3 093	1 451

4. Analyse des principaux postes du compte de résultat

4.1. Chiffre d'affaires

Evolution comparée du chiffre d'affaires des activités poursuivies

(K€)	Activités poursuivies			
	30.06.10	Variations	30.06.09	31.12.09
Groupe Cerep	11 635	-5,7%	12 340	26 299
<i>dont contributions nettes après éliminations intercompagnies</i>				
Cerep SA	9 296	-6,7%	9 963	22 048
Cerep, Inc.	2 339	-1,6%	2 377	4 251

Au 30 juin 2010, le chiffre d'affaires valorisé à l'avancement représente 1 357 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€)	30.06.10				30.06.09		31.12.09	
	Valeurs		Variation par rapport au 30.06.09		Valeurs		Valeurs	
			%	%				
Europe	5 414	46,5%	391	7,8%	5 023	40,7%	10 989	41,8%
<i>dont France</i>	1 594	13,7%	43	2,8%	1 551	12,6%	3 566	13,6%
Amérique du Nord	5 228	44,9%	-1 276	-19,6%	6 504	52,7%	13 804	52,5%
Asie	946	8,1%	165	21,1%	781	6,3%	1 405	5,3%
Autres	47	0,4%	15	46,9%	32	0,3%	101	0,4%
Total	11 635	100,0%	-705	-5,7%	12 340	100,0%	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€)	30.06.10		31.12.09		30.06.09	
	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente	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	388	-	333	-	447	-
<i>dont France</i>	388	-	333	-	447	-
Etats-Unis	-	-	14	-	2	-
Asie	-	-	-	-	-	-
Total	388	-	333	-	449	-

(K€)	30.06.10		31.12.09		30.06.09	
	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente	Activités poursuivies	Actifs détenus en vue de la vente
Immobilisations corporelles, nettes :						
Europe	7 158	3 770	7 686	3 772	8 523	3 770
<i>dont France</i>	7 158	3 770	7 686	3 772	8 523	3 770
Etats-Unis	535	–	524		642	
Asie	78	–				
Total	7 771	3 770	8 210	3 772	9 165	3 770
Total immobilisations nettes :						
Europe	7 546	3 770	8 019	3 772	8 970	3 770
<i>dont France</i>	7 546	3 770	8 019	3 772	8 970	3 770
Etats-Unis	535	–	524		644	
Asie	–	–				
Total	8 159	3 770	8 543	3 772	9 614	3 770

Les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec un client externe s'élèvent à 11,5 % des activités ordinaires, ce qui représente un montant de 1 335 K€.

4.4. Effectif

L'effectif moyen au 30 juin 2010 est de 257 salariés.

Personnel salarié au 30 juin 2010	Europe	dont France	Etats-Unis	Asie	Total
Cadres	49	49	16	–	65
Techniciens	122	122	17	–	139
Employés	43	43	9	–	52
Total	214	214	42	–	256

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 2 300 K€ pour le premier semestre 2010 et 2 837 K€ pour le premier semestre 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€)	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Change			
Gains/pertes nets des activités poursuivies:			
- réalisés sur comptes bancaires	83	-117	-128
- réalisés sur créances/dettes	-51	-270	-238
- latents sur créances/dettes	219	105	190
- réalisés sur options de changes et vente de devises	-597	-93	129
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés	-426	201	-3
Gains/pertes nets des activités abandonnées	–		
Sous-total change	-772	-174	-50

(K€)	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Revenus des valeurs mobilières de placement	20	116	147
Variation de juste valeur des instruments financiers	-	-21	-43
Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus	-6	20	20
Produits d'intérêts sur avance preneur	27	29	57
Produits d'intérêts sur règlement Averion	78	75	162
Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités poursuivies	-170	-198	-499
Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus des activités abandonnées	-	-	-
Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités abandonnées	-217	-253	-489
Résultat financier - activités poursuivies	-823	-153	-206
Résultat financier - activités abandonnées	-217	-253	-489

4.7. Impôt

Preuve d'impôts

(K€)	30.06.10
Résultat net de l'ensemble consolidé	-2 648
<i>Produit d'impôt courant</i>	
<i>Charge d'impôts différés</i>	103
Charge/produit d'impôt total	-103
Résultat comptable avant impôt	-2 545
Taux d'impôt de la société mère	33,33%
Charge d'impôt théorique	848
Crédit d'impôt recherche	57
Différences permanentes	-7
Augmentation des déficits reportables non activés	-1 052
Sortie filiale	-
Ecarts de taux des filiales	-
Autres	51
Charge/produit d'impôt effectif	-103

Détail des impôts différés actifs et passifs

(K€)	30.06.09	31.12.09	Entrées périmètre	Variation		Change	Autres	30.06.10
				Taux	Période			
France								
Provision pour indemnités de départ à la retraite	133	159			17			176
Retraitement des locations financières	-313	-413			-122			-535
Organic	6	13			-8			5
Primes au personnel	59	48			-24			24
Autres différences temporaires	3	-1			6			5
Taxation des plus-values latentes sur VMP	-4	-1			1			-
Frais d'acquisition des immobilisations	-193	-193						-193
Variation de juste valeur des instruments financiers	60	186			230			416
Déficits fiscaux reportables	249	202			-99			103
Etats-Unis								
Amortissements fiscaux dérogatoires	-154	-12			-22	-2		-36
Provision pour dépréciation des comptes clients	14	13				2		15
Provision pour congés payés	47	42			4	6		52
Loyers différés	15	7			1	1		9
Autres différences temporaires								-
Déficits fiscaux reportables	77							-
Total	0	50	-	-	-16	7	-	41

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 et Cerep, Inc. n'étaient pas réunies. Toutefois, pour Cerep SA, un impôt différé actif a été constaté à hauteur des impôts différés passifs résultant des écritures de consolidation et des différences temporaires.

Une créance d'impôt est constatée chez Cerep, Inc. au titre de l'année 2009 pour un montant de 466 K€.

Les actifs nets d'impôt différé dont la réalisation n'a pas été jugée probable et non comptabilisés au 30 juin 2010 sont les suivants :

Impôts par nature (K€)	31.12.09	Entrées périmètre	Incidence de change	Activation	Variation		30.06.10
					Taux	Base	
Déficits fiscaux reportables							
Cerep SA	9 909			99	656		10 664
Cerep, Inc.					241		241
Total	9 909	-	-	-	-	897	10 905

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)	30.06.09	31.12.09	30.06.09
Nombre d'actions émises en circulation à l'ouverture	12 612	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	12 612
Effet de la dilution ¹	-		
Nombre net potentiel d'actions nouvelles à créer	N/A	N/A	N/A
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation à la clôture pour le résultat dilué par action	12 612	12 612	12 612
Nombre maximal d'actions futures à créer par exercice de droits de souscription	500	500	519

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

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

(K€)	30.06.10	31.12.09	30.06.09
Ecart d'acquisition	-		
Immobilisations corporelles	3 770	3 772	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	3 772	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	9 696	10 088	10 473
Provisions pour risques exigibles à moins d'un an	109	298	554
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	9 805	10 388	11 027

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.

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'autre part 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 30 juin 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 irrévocable 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.

Provisions pour risques

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 30 juin 2010, le solde de la provision est de 107 K€.

Provision pour déménagement et restructuration de l'année 2005 – fin de l'activité de pharmacologie *in vivo* et transfert des sites à Villebon-sur-Yvette

La provision qui était de 170 K€ au 31 décembre 2009, a été reprise et utilisée à hauteur de 184 K€ au cours du 1^{er} semestre 2010. La provision a été également reprise pour 4 K€ sans utilisation.

Le tableau ci-après fournit la décomposition du résultat des activités abandonnées au 30 juin 2010, au 31 décembre 2009 et au 30 juin 2009.

(K€)	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Chiffre d'affaires net	150	184	184
Autres produits	-	2	9
Total produits opérationnels	150	186	193
Achats matières premières, approvisionnements et variation des stocks matières et produits	-		
Autres achats, charges et services externes	219	253	434
Impôts et taxes et versements assimilés	27	28	53
Salaires	1	39	235
Charges sociales	12	83	91
Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite	-		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	-		
Perte de valeurs des actifs	-	-48	-269
Autres charges courantes	-4	59	-52
Total charges opérationnelles nettes	255	414	492
Autres produits et charges opérationnelles	-		
Résultat opérationnel	-105	-228	-299
Frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêt	-217	-253	-484
Résultat net des effets de change	-		
Autres charges ou produits financiers	-	17	17
Impôts sur les bénéfices	-		
Produits net de cession des activités cédées	-		
Résultat net des activités abandonnées	-322	-464	-766

Le tableau ci-après fournit la décomposition des flux de trésorerie identifiés des activités abandonnées au 30 juin 2010, au 31 décembre 2009 et 30 juin 2009.

(K€)	Total activités abandonnées et cédées		
	30.06.10	30.06.09	31.12.09
Marge brute d'autofinancement	-105	-194	245
Variation du besoin en fonds de roulement	-	14	-1 115
Flux nets de trésorerie liés à l'activité	-105	-180	-870
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-		
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	45	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	-	45	200
Remboursement d'emprunts	-392	-381	-731
Intérêts payés	-217	-211	-325
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement	-609	-592	-1 056
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées	-714	-727	-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 également 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 réalisés 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 depuis 2003 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 30 juin 2010, environ 74% du budget prévisionnel en dollar US est couvert.

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 30 juin 2010, 100% de la dette liée aux actifs des activités poursuivies du Groupe est contractée à taux fixe. 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.

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 études de l'activité de services cliniques portent généralement sur des durées longues (plus d'un an). 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 2009, le chiffre d'affaires consolidé réalisé avec les plus importants partenaires commerciaux du Groupe se décompose comme suit :

	1 ^{er} semestre 2010
Trois plus importants partenaires commerciaux	25%
Cinq plus importants partenaires commerciaux	33%
Dix plus importants partenaires commerciaux	45%

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 récurrentes 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'irrecouvrabilité 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.

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, ou dans la conduite d'études cliniques. 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 30.06.10
	Brut	Dépréciation	Activités abandonnées	Net au 30.06.10 Activités poursuivies	
Actifs financiers					
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance :					
- Avances preneurs	990			990	1 117
- Dépôts de garantie des locations immobilières	263	191		72	72
- Autres dépôts et cautionnements	28			28	28
- Créances clients et assimilés	5 119	243		4 876	4 876
- Autres créances	4 464			4 464	4 464
Total actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance	10 864	434	-	10 430	10 557
Actifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat :					
- Actifs financiers détenus à des fins de transaction	9 087			9 087	9 087
- Instruments financiers dérivés					
- Disponibilités	2 234			2 234	2 234
Total actifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat	11 321	-	-	11 321	11 321
Total actifs financiers	22 185	434	-	21 751	21 878
Passifs financiers					
Passifs financiers détenus jusqu'à l'échéance :					
- Emprunts	698			698	706
- Mobilisation de créances					
- Banque créditrice	108			108	108
- Dettes auprès d'organismes de crédit-bail à taux fixe	5 137		12	5 125	5 635
- Dettes auprès d'organismes de crédit-bail à taux variable	9 684		9 684		9 450
- Aides et avances remboursables	162			162	162
- Avances et acomptes reçus sur commandes	293			293	293
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 707			1 707	1 707
- Dettes fiscales et sociales	2 493			2 493	2 493
- Autres dettes	258			258	258
Total passifs financiers détenus jusqu'à l'échéance	20 540	-	9 696	10 844	20 812
Passifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat :					
- Instruments financiers dérivés	1 243			1 243	1 243
Total passifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat	1 243	-	-	1 243	1 243
Total passifs financiers	21 783	-	9 696	12 087	22 055

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 le premier semestre 2009	-28	-16	-32
Instruments en place et éligibles au 30.06.09 :			
- Réalisation des flux couverts		33	66
- Variation de juste valeur	-200	-100	
- Variation de la valeur temps		-3	-7
Instruments inéligibles en place au 30.06.09		22	46
Total 30.06.09	-247	-77	73
Instruments exercés durant le deuxième semestre 2009	108	4	47
Instruments en place et éligibles au 31.12.09 :			
- Réalisation des flux couverts			
- Variation de juste valeur	-188	-95	
- Variation de la valeur temps		-14	-29
Instruments inéligibles en place au 31.12.09		-4	-7
Total 31.12.09	-327	-186	84
Instruments exercés durant le premier semestre 2010	-48	-2	-354
Instruments en place et éligibles au 30.06.10 :			
- Réalisation des flux couverts		-99	-199
- Variation de juste valeur	-125	-62	
- Variation de la valeur temps		-5	-10
Instruments inéligibles en place au 30.06.10		-60	-120
Total 30.06.10	-500	-415	-683

Au 30 juin 2010, les valeurs nominales des instruments financiers dérivés sont les suivantes :

(K€)	Instruments financiers dérivés		Particularités
	Couverture de juste valeur	Couverture de flux de trésorerie	
Instruments de change			
Vente à terme USD	2 319	1 561	- Cours à terme EUR/USD moyen : 1,301 Echéances août à décembre 2010
Vente à terme JPY	78	-	- Cours à terme EUR/JPY moyen : 128,940 Echéance novembre 2010
Options :			
- Vente put EUR/call USD	931	1 114	1 580 Prix d'exercice EUR/USD moyen : 1,393 Echéances de juillet à novembre 2010
- Achat put EUR/call USD	-	-	- -
- Achat call EUR/put USD	881	1 060	- Prix d'exercice EUR/USD moyen : 1,468 Echéances de juillet à novembre 2010
- Vente put EUR/call JPY	123	-	41 Prix d'exercice EUR/JPY : 121,70 Echéance septembre 2010
- Achat call EUR/put JPY	-	112	- Prix d'exercice EUR/JPY : 134,50 Echéance septembre 2010
Instruments de taux			
Swaps de taux variable à taux fixe	-	9 713	-
			Montant Taux Echéance
			3 352 K€ 3,08% juillet 2012
			5 449 K€ 3,21% juillet 2012
			912 K€ 4,38% juillet 2014

Dans le cadre de la cession d'Hesperion, le Groupe a, en tant que cédant, fait les déclarations et donné les garanties d'usage pour ce type de transaction.

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		30.06.10 Total Activités poursuivies	Montant des engagements par période			30.06.10 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

Contributions au résultat consolidé

(K€)	Cerep SA	Cerep, Inc.	Cerep Ltd.	Total
Résultats nets sociaux de la période	-1 933	-289	-25	-2 247
Retraitements et éliminations				
Locations financières	242			242
Dépréciation propres actions	2			2
Variation de la provision pour perte de valeur des actifs	-390			-390
Frais d'emprunt	-1			-1
Ecart de change	156			156
Impôts différés sur écarts temporaires	-9	-16		-25
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés	-284			-284
Variation de juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction	-1			-1
Ecart actuariel sur IDR				-
Impôts différés sur déficits fiscaux	-100			-100
Résultat du Groupe	-2 318	-305	-25	-2 648

Cerep

155 boulevard Haussmann
75008 Paris
France

tél. +33 (0)1 45 64 44 60
fax +33 (0)1 45 64 44 64

fincom@cerep.fr

www.cerep.com

Code ISIN FR0004042232

NYSE Euronext Paris - Alternext