

## Introduction aujourd'hui de Cerep sur Alternext

Paris, le 19 mars 2010 - communiqué 2010/04

Cerep SA [NYSE Alternext : ALCER] annonce aujourd'hui le transfert de l'ensemble de ses actions d'Euronext Paris vers Alternext.

Cerep est un partenaire stratégique de l'industrie pharmaceutique dans le domaine de la découverte de médicaments ("drug discovery").

La Société a développé et intégré un ensemble de technologies et de savoir-faire qui permet à ses clients de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de drug discovery. Son approche rationnelle apporte des solutions pour réduire le temps et le coût de développement des médicaments en décelant très tôt les candidats-médicaments les plus prometteurs tout en éliminant très précocement les molécules qui pourraient échouer en développement. Cerep a en effet développé une plate-forme technologique pour déterminer très rapidement et à faible coût les propriétés pharmacologiques, le métabolisme et la toxicité potentielle des candidats-médicaments. Ces molécules sont ainsi testées *in vitro* dans un ensemble de modèles (ou tests) moléculaires et cellulaires mis au point et validés par Cerep. Les résultats de ce profilage *in vitro* fournissent autant d'indicateurs des effets des composés chez l'homme.

L'introduction de Cerep a été réalisée par cotation directe des 12 611 875 actions existantes composant le capital de la Société.

*"Notre présence sur Euronext Paris nous contraignait à observer une réglementation lourde et inadaptée à la situation de Cerep sans offrir d'avantages particuliers en termes de valorisation ou de liquidité du titre. Ainsi, le transfert de nos titres d'un marché à l'autre devrait simplifier le fonctionnement de notre Société et alléger nos coûts de structure. Nous devrions également gagner en visibilité sur un marché plus à la mesure de notre Groupe",* a commenté Thierry Jean, Président-directeur général de Cerep.

### ■ Contact

Thierry Jean, Président-directeur général  
Sophie Macault, General Counsel & Corporate Secretary  
Tel. +33 (0)1 45 64 44 60  
fincom@cerep.fr

**ALCER**  
**LISTED**  
**NYSE**  
**ALTERNEXT**

**Code ISIN FR0004042232**  
**NYSE Alternext Paris**

Cerep SA  
155 boulevard Haussmann  
75008 Paris (France)  
tel + 33 (0)1 45 64 44 60  
fax +33 (0)1 45 64 44 64  
e-mail: fincom@cerep.fr  
[www.cerep.com](http://www.cerep.com)

Spécialiste de la pharmacologie *in vitro* et de l'ADME-toxicologie, Cerep [Nyse Alternext – ALCER] offre des services qui permettent de réduire les coûts de la recherche des médicaments en identifiant précocement les médicaments les plus prometteurs tout en éliminant les composés susceptibles d'échouer en développement. Les technologies de Cerep sont à ce jour utilisées par plus de 460 sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupart des leaders de l'industrie pharmaceutique.

*Les commentaires de ce communiqué sur la situation financière et les résultats de Cerep peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les résultats effectifs de la Société peuvent être substantiellement différents de ceux anticipés dans ces informations prévisionnelles du fait de différents facteurs. Les facteurs de risque sont décrits dans le Rapport financier annuel de la Société.*