

## Publicité relative à la décision de transfert d'Euronext Paris sur Alternext

Paris le 15 janvier 2010 - communiqué 2010/02

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Cerep, qui s'est tenue le 15 janvier 2010, a approuvé le projet consistant à demander à NYSE Euronext la radiation des titres de Cerep des négociations sur Euronext Paris et leur admission concomitante aux négociations sur Alternext.

### ■ **Contacts**

Sophie Macault  
General Counsel & Corporate Secretary  
Tél. 01 45 64 44 60  
fincom@cerep.fr

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**

Spécialiste de la pharmacologie *in vitro* et de l'ADME-toxicologie, Cerep [Nyse Euronext – CER] 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 qui précèdent 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.*

**Code ISIN FR0004042232**  
**Euronext Paris**  
**Euronext - Valeurs locales**