

Modification du calendrier des informations financières 2010

Paris, le 5 février 2010 - communiqué 2010/04

Sous réserve du transfert des titres de la Société d'Euronext Paris sur Alternext, le calendrier financier indicatif de Cerep [Nyse Euronext – CER] est modifié comme suit :

Résultats annuels définitifs et consolidés 2009	26 mars 2010
Résultats semestriels consolidés 2010	20 septembre 2010
Assemblée générale annuelle des actionnaires	juin 2010
Paiement des dividendes	aucun

Note : les communiqués sont diffusés après clôture de la Bourse de Paris (17h35 heure française).

■ Contacts

Tel. +33 (0)1 45 64 44 60
fincom@cerep.fr
www.cerep.com

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.