

Cerep et Lilly signent un accord de profilage sur kinases

Paris, France, 15 juin 2009 - communiqué 2009/06

Cerep SA, un des leaders des services de profilage et de criblage de candidats-médicaments, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec le groupe pharmaceutique Eli Lilly and Company pour le profilage de kinases.

Aux termes de l'accord, Lilly aura accès à une large plateforme de tests kinases développés par Cerep, pour des recherches sur les cibles d'intérêt sélectionnées par Lilly.

Ce nouvel accord est une extension de la collaboration déjà existante entre les deux sociétés, qui portait jusqu'alors essentiellement sur les récepteurs couplés aux protéines G dont les tests ont été mis au point par Cerep.

Ce contrat est l'un des premiers succès qui font suite à l'annonce récente de l'expansion de l'offre kinases de Cerep, faite en collaboration avec la société PerkinElmer sur la base de sa technologie LANCE® Ultra™.

La plateforme complète de Cerep dans le domaine des kinases inclut à présent 250 cibles disponibles en criblage et profilage et forme un large éventail de tests couvrant notamment le cancer, les maladies cardiaques, le système nerveux central, l'inflammation, le diabète, les dysfonctionnements métaboliques et d'autres pathologies d'intérêt majeur.

Thierry Jean, Président-directeur général de Cerep, a commenté : *"Cet accord illustre une nouvelle fois que notre stratégie long terme, consistant à étendre notre position de leader dans le domaine des services en drug discovery, de même que les décisions majeures prises au cours de ces dernières années, dont l'accord conclu avec PerkinElmer fait partie, nous permettent d'offrir continuellement à nos clients et partenaires de nouveaux services de grande qualité très compétitifs."*

■ A propos de Cerep

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.

■ Contacts

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

Code ISIN FR0004042232
Euronext Paris
Euronext - Valeurs locales

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

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.