

Cerep obtient les autorisations nécessaires à l'établissement de sa filiale en Chine et inaugure ses nouveaux laboratoires à Shanghai

Paris, le 26 avril 2010 - communiqué 2010/06

En mars 2010, Cerep a obtenu, pour le compte de sa filiale chinoise Cerep Limited, le droit d'opérer sur le territoire chinois ou "Business License".

Le Groupe a ainsi démarré ses activités en Asie avec l'accomplissement, en avril 2010, de la première étude pilote. Sur le panel-test de 71 kinases réalisé en parallèle sur son site de Shanghai et en France, la Société a démontré l'homogénéité et la qualité des résultats obtenus sur sa nouvelle plateforme. Cette étude pilote vise d'une part à valider la qualité des installations techniques que le Groupe souhaite uniforme d'un site à l'autre, et à assurer à ses clients un niveau de prestations équivalent en France, aux Etats-Unis et à présent en Chine.

Les laboratoires, d'une surface d'environ 800 m², ont été entièrement réaménagés au cours des six derniers mois pour répondre aux normes de qualité du Groupe et à ses standards opérationnels.

Ils sont situés au cœur d'un parc de premier plan réunissant des sociétés de hautes technologies, où de nombreux industriels pharmaceutiques sont déjà présents.

Cerep est le premier laboratoire occidental de pharmacologie *in vitro* dédiée à la drug discovery à s'implanter en Chine.

Le Groupe considère que son développement sur cette zone est essentiel pour servir au mieux les entreprises chinoises et les entreprises étrangères implantées en Chine, et capter de nouveaux marchés, en répondant aux besoins de ses clients là où ils en ont besoin, déroulant ainsi sa stratégie "satellites" initiée en 2009.

Le Groupe considère que la croissance de la sous-traitance en drug discovery en Chine devrait s'intensifier dans les années à venir, avec le développement de nouvelles industries chinoises opérant dans ce domaine et l'implantation, sur ce territoire, d'acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique occidentale.

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

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.

■ Contact

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