

Cerep et PerkinElmer annoncent l'extension de leur portefeuille de nouvelles kinases pour le criblage et la qualification de candidats-médicaments

Lille, France, 28 avril 2009 – communiqué 2009/04

Lors de la 15^{ème} conférence annuelle de la Society for Biomolecular Screening (SBS), Cerep SA, leader de la fourniture de services pour le criblage et le profilage de candidats-médicaments, et PerkinElmer Inc. société internationale spécialisée dans les domaines de la santé humaine et de l'environnement, annoncent l'extension de leur plateforme kinases. Cerep sera ainsi en mesure de proposer un service de criblage sur près de 200 nouvelles kinases validées avec la technologie Lance[®] Ultra[™] de PerkinElmer pour la sélection et la qualification de candidats-médicaments.

La collaboration entre les deux sociétés annoncée en avril 2008 combine l'avance technologique de PerkinElmer avec l'expertise unique de Cerep dans les services de criblage pour la découverte de nouveaux médicaments. Les axes thérapeutiques majeurs concernés par les 189 nouvelles kinases incluent le cancer, les maladies cardiaques, les troubles du système nerveux central, l'inflammation, le diabète et les maladies métaboliques.

"Le large échantillon de tests kinases de grande qualité à présent disponibles pour le criblage et le profilage est un complément essentiel des services de profilage déjà offerts par Cerep. Nos clients disposent ainsi d'une expertise et d'un choix étendu de produits à la disposition de leurs campagnes de criblages en soutien de leur recherche", a commenté Richard Eglen, Ph.D., président Bio-Discovery, PerkinElmer. *"Nos clients peuvent maintenant tester les effets de leurs composés dans une gamme très étendue de kinases au moyen d'une plateforme unique, dont les performances ont été validées avec les produits innovants LANCE Ultra et les substrats Ulight[™], pour des résultats reproductibles de grande qualité".*

"Nous sommes très heureux de l'offre conjointe développée avec PerkinElmer et concrétisée par l'extension de notre plateforme kinases", a commenté Thierry Jean, président-directeur général de Cerep SA. *"Le succès initial de notre collaboration confirme que nos services combinés permettent à nos clients de diminuer leur temps et leurs coûts de recherche et développement en confiant directement à Cerep le criblage et le profilage de leurs produits sur leurs cibles d'intérêt".*

La collaboration avec Cerep offre aux clients de PerkinElmer une option pour travailler avec un seul prestataire tout au long du processus de découverte de nouveaux médicaments. Les clients de Cerep bénéficient aussi des plate-formes technologiques de détection et de développement de nouveaux modèles de criblage de la division Bio-discovery de PerkinElmer, incluant AlphaScreen[®], AlphaLISA[®], LANCE[®], LANCE[®] Ultra[™] et le développement de tests radioactifs pour les récepteurs liés aux protéines G (GPCR) et les kinases.

■ A propos de PerkinElmer

PerkinElmer, Inc. est une société internationale spécialisée dans l'amélioration de la santé et de la sécurité des personnes et de l'environnement. La société a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars en 2008, compte approximativement 8 500 collaborateurs au service de la clientèle dans plus de 150 pays et est membre de l'Indice S&P 500.

Contact : Mario Fante, mario.fante@perkinelmer.com, tel. +1 (781) 781 663 5602 - www.perkinelmer.com

■ A propos de Cerep

Spécialisé en pharmacologie *in vitro* et ADME-Tox, Cerep propose des solutions pour réduire le temps et le coût de développement en décelant très tôt les candidats-médicaments les plus prometteurs tout en éliminant très précocement les molécules qui échoueront en développement.

Plus de 460 industriels pharmaceutiques ou sociétés de biotechnologies, parmi lesquels les plus grands groupes de l'industrie pharmaceutique, bénéficient aujourd'hui des technologies de Cerep.

Contact : Catherine Moreau, c.moreau@cerep.fr, tel. +33 (0)1 45 64 44 65 - www.cerep.com