

Eurofins-Cerep annonce la nomination de son nouveau Président directeur général

Celle l'Evescault, France, le 10 octobre 2014 - communiqué 2014/03

Eurofins-Cerep annonce la nomination de Damien Séroux aux fonctions de Président directeur général de la société, en remplacement de Thierry Jean, à compter du 13 octobre 2014.

Damien Séroux possède une solide expérience de la direction de sociétés de services dans différents domaines. Au cours de sa carrière, Damien Séroux s'est particulièrement attaché aux problématiques de l'excellence du service client en parallèle de la productivité des opérations, deux priorités au sein du groupe Eurofins-Cerep.

Il aura à cœur de préserver la dynamique d'innovation insufflée par son prédécesseur Thierry Jean, qui accompagnera la période de transition managériale et de succession à ses fonctions.

■ **Contact**

Thierry Jean, Président-directeur général
Sophie Macault, General Counsel
Tel. +33 (0)5 49 89 30 00
fincom@cerep.fr



Code ISIN FR0012045946
Alternext Paris

Eurofins-Cerep
Le Bois l'Evêque
86600 Celle l'Evescault France
tél : +33 (0)5 49 89 30 00
fincom@cerep.fr
www.cerep.com

Spécialiste de la pharmacologie *in vitro* et de l'ADME-toxicologie, Eurofins-Cerep [Nyse Alternext – ALECR] 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 près de 520 sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupart des leaders de l'industrie pharmaceutique.