

Eurofins-Cerep annonce ses résultats du 1^{er} semestre 2021

Celle l'Evescault, France, 23 septembre 2021

Note préliminaire

Les comptes au 30 juin 2021 sont établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises.

Chiffre d'affaires

Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires social s'établit à 18.871 K€ contre 15.203 K€ enregistrés au 30 juin 2020, en hausse de 24.12%. Cette hausse s'explique par le développement supérieur aux attentes de l'activité acquise en 2019 (branche Services relatifs aux tests kinases exploitée auparavant par la société Eurofins Pharma Discovery Services UK), le renouvellement des principaux contrats de services et de nouveaux contrats liés à la plateforme de Drug Discovery intégrée, créée en collaboration avec les différentes entités d'Eurofins collaborant dans le secteur de la découverte du médicament.

(K€)	30.06.21	30.06.20	Variations	
			Valeurs	%
Services	18 871	15 203	+3 668	+24.12
Autres		0		
Total	18 871	15 203	3 668	24.12

Résultats de la Société

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2021 s'élève à 4.465 K€ pour 2.511 K€ au premier semestre 2020. Cette augmentation s'explique par la hausse significative du chiffre d'affaires sur la période, associée à un effort continu de maîtrise des charges de consommables et de personnel.

Résultat financier

Le résultat financier au 30 juin 2021 s'élève à 109 K€ contre -69 K€ au premier semestre 2020. Il comprend principalement les écarts de change liés à la baisse du taux de change EUR/DOL.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à -1 K€ contre 1 K€ au premier semestre 2020.

Résultat net

Le résultat net s'établit à 4.541 K€ contre 2.607 K€ au 30 juin 2020.

Chiffres-clés

	30.06.2021	30.06.2020	Variation
Chiffre d'affaires	18 871	15 203	+3 668
Résultat d'exploitation	4 465	2 511	+1 954
Résultat financier	109	-69	+178
Résultat exceptionnel	-1	1	-2
Résultat net	4 541	2 607	+1 934

Recherche et développement

De nouvelles applications à des tests pharmacologiques inaccessibles par les technologies historiques sont explorées autour de la plateforme de lecture en spectrométrie de masse, investie d'abord pour la mise en place de la plateforme épigénétique, puis pour celle de la plateforme ADME. Ces nouvelles applications devraient permettre d'offrir à l'industrie des modèles pharmacologiques permettant à nos clients d'évaluer les effets de leurs molécules sur ces cibles jusqu'ici impossible ou très difficile à évaluer, ou d'évaluer plus finement les mécanismes d'action de ces molécules sur les cibles traitées, contribuant une nouvelle fois à l'extension des domaines de la recherche pharmaceutique.

D'autre part, le projet mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d'Eurofins-Cerep et de l'université de Poitiers a changé d'objet en 2021. Le nouveau projet vise à développer des outils d'analyse et de visualisation de données innovants pour le marché du criblage in-vitro à très haut débit (HTS : High Throughput Screening).

Enfin, la société étudie la mise en place de tests cellulaires permettant de mesurer l'engagement des cibles kinases à l'intérieur même de l'environnement cellulaire, en complément de la plateforme récemment acquise permettant de mesurer l'effet des candidats médicaments sur l'activité enzymatique.

Trésorerie

La position de trésorerie de la société s'élève 6.472 K€ au 30 juin 2021 contre 3.068 K€ au 30 juin 2020.

Au cours du premier semestre 2021 la variation de trésorerie est de 1.574 K€.

Evènements significatifs de la période

Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

La Société, compte tenu de l'épidémie mondiale de Covid-19 qui perdure, de l'incertitude de la durée de cette crise sanitaire, et des mesures connues ou à venir, n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes semestriels 2021 de la Société, par le Conseil d'administration, la direction de la Société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives de nature à remettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

Evènements postérieurs à la période et perspectives du second semestre 2021

Le renouvellement des contrats de services ainsi que le développement des contrats liés à la plateforme de Drug Discovery intégrée devraient permettre à la société de poursuivre le développement de son chiffre d'affaire au second semestre 2021.

A propos d'Eurofins-Cerep

Spécialiste de la pharmacologie *in vitro* et de l'ADME-toxicologie, Eurofins-Cerep [Euronext Growth Paris – ALECR] offre des services qui permettent de réduire les coûts de la recherche de médicaments en identifiant précocement les médicaments les plus prometteurs tout en éliminant les composés susceptibles d'échouer en développement.

Les technologies de Eurofins-Cerep sont à ce jour utilisées par près de 600 sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupart des leaders de l'industrie pharmaceutique.

La société Eurofins-Cerep est cotée à Paris (Euronext-Growth Paris – ISIN FR0013256518).

Avertissement

Les déclarations qui précèdent sur la situation financière et les résultats de Eurofins-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. L'activité de la Société est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans le rapport annuel de la Société.

Contact

Antoine Duthilleul, Directeur Général

Eurofins-Cerep S.A.

Le Bois l'Evêque

86600 Celle l'Evescault

+33 (0)5 49 89 30 00

fincom.cerep-sa@eurofins.com

Site : www.eurofins.fr/cerep