

Eurofins-Cerep annonce ses résultats 2020

Celle l'Evescault, France, 15 avril 2021

Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni ce jour et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les principaux éléments sont détaillés ci-dessous.

Note Préliminaire

Eurofins-Cerep SA (ou la « Société ») répond aux conditions d'exemption d'établissement de comptes consolidés et ne publie plus de tels comptes depuis l'exercice 2014.

Les comptes au 31 décembre 2020 sont en conséquence établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises.

Bilan de l'exercice 2020 : progrès réalisés, évolutions prévisibles et difficultés rencontrées

Principaux contrats de services

Eurofins-Cerep a continué à travailler avec ses principaux clients, en particulier avec ses dix clients les plus importants de l'exercice 2020, en s'appuyant sur son expertise en matière de profilage sur de larges panels de cibles destiné à éliminer précocement les candidats-médicaments susceptibles d'échouer au cours de leur développement vers les essais cliniques. Sa participation à l'*International Business Line* Eurofins Discovery, du réseau de laboratoires indépendants Eurofins, lui permet de bénéficier de ventes croisées pour accroître ses ventes auprès de nouveaux clients.

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 été poursuivi en 2020. Ce projet a permis la mise en place d'un modèle in vitro de microbiota intestinal (modèle capable de mimer l'environnement intestinal), qui sera lancé sur le marché en 2021.

Création d'un service « Integrated Drug Discovery »

La Division Eurofins Discovery a lancé un service de « Integrated Drug Discovery », nommé DiscoveryOne™ en s'appuyant sur l'expertise cumulée des six sociétés de services : Eurofins-Cerep, Panlabs, DiscoverX, EMD Millipore Drug Discovery & Development, Villapharma et Selcia. Ce service vise à proposer à l'industrie pharmaceutique des projets combinant la chimie médicinale et synthétique à l'analyse des composés dans les modèles biologiques, tout en réduisant la durée du cycle de développement par l'intégration au sein d'une même organisation de toutes les composantes. Eurofins-Cerep est partie prenante de certains projets pour la partie modèle biologique ce qui crée une source de revenu supplémentaire pour l'entreprise.

Covid-19

Le développement de l'épidémie mondiale de Covid-19, ainsi que les mesures de lutte contre sa propagation, ont eu un impact sur l'activité 2020 de la Société, mais les mesures mises en place pour assurer la continuité de l'activité tout en préservant la santé et la sécurité des collaborateurs ont permis de continuer à servir tous nos clients, et en particulier ceux qui recherchent des traitements pour la Covid-19, sans aucune interruption des services à nos clients.

Succursales

Néant

Chiffre d'affaires par activité

(K€)	31.12.20	31.12.19	Valeurs	Variations
				%
Services	32 667	31 008	1 659	5.35
Autres	0	0	0	0
Total	32 667	31 008	1 659	5.35

Le chiffre d'affaires 2020 s'est élevé à 32.667 millions d'euros, en augmentation de 5.35 % par rapport au chiffre d'affaires 2019 de 31 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires valorisé à l'avancement représente 1.030 millions d'euros.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 5,54 millions d'euros contre un bénéfice de 4,23 millions d'euros en 2019.

Autres résultats

Le résultat financier de l'exercice écoulé est un bénéfice de 0,078 million d'euros contre un bénéfice de 0,077 million d'euros en 2019.

Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 0,001 million d'euro contre un bénéfice de 0,08 million d'euros en 2019. Le crédit d'impôt recherche s'élève à 0,41 million d'euros contre 0,49 million d'euros en 2019.

Résultat net

Le résultat net d'Eurofins-Cerep SA en 2020 est un bénéfice de 5,58 millions d'euros contre un bénéfice de 4,37 millions d'euros en 2019.

Trésorerie et ressources en capitaux

Au 31 décembre 2020, la trésorerie de la Société s'élève à 4,90 millions d'euros contre 3,34 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les prêts consentis à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL s'élèvent à 22 millions d'euros à la clôture de l'exercice, en augmentation de 5.7 millions d'euros.

Le fonds de roulement s'établit à 26,99 millions d'euros au 31 décembre 2020 contre 24,17 millions d'euros un an plus tôt.

Affectation du résultat

L'affectation du résultat de notre Société que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 5.577.316,17 euros de la façon suivante :

▪ Report à nouveau à l'ouverture	14.534.421,52 euros
▪ Autres réserves à l'ouverture	4.078.691,63 euros
▪ Résultat de l'exercice 2020	5.577.316,17 euros
▪ Report à nouveau après affectation	14.534.421,52 euros
▪ Autres réserves après affectation	9.656.007,80 euros

Evènements récents

L'offre de la Société s'enrichira de nouveaux outils de R&D, développés ou en cours de développement.

Le renouvellement des principaux contrats de services fin 2020, début 2021, les efforts de réduction des charges continués en 2020, ainsi que des investissements de productivité en cours, devraient permettre de pérenniser un résultat positif sur 2021.

Covid-19

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 états financiers 2020 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.

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