

Eurofins Cerep annonce ses résultats 2025

Celle l'Evescault, France, 9 avril 2026

Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni ce jour et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. 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 2025 sont en conséquence établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises.

Bilan de l'exercice 2025 : progrès réalisés, évolutions prévisibles et difficultés rencontrées

Principaux contrats de services

Eurofins Cerep a continué à travailler avec ses principaux clients, 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 la Business Line Eurofins Discovery Services, du réseau de laboratoires indépendants Eurofins, lui permet de bénéficier de ventes croisées pour accroître ses ventes auprès de nouveaux clients.

L'année 2025 a vu se poursuivre les contrats provenant de l'initiative stratégique « DiscoveryOne », conduite en commun avec les autres entreprises constituant Eurofins Discovery. Ces contrats sont caractérisés par des valeurs unitaires plus importantes mais un caractère moins répétitif dans le temps puisqu'il s'agit de créer et tester de manière accélérée un grand nombre de molécules au sein de projets intégrés avec les autres laboratoires Eurofins Discovery.

Plusieurs contrats de ce type pour un montant total de 1 568 K€ ont bénéficié à Eurofins Cerep en 2025 contre 1 212 K€ lors de l'exercice 2024.

Recherche et développement

De nouvelles applications à des tests pharmacologiques inaccessibles par les technologies historiques sont explorées autour de la plateforme biophysique, investie pour la mise en place de technologies émergentes et demandées par le marché. 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, la collaboration mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d'Eurofins Cerep et de l'université de Poitiers a été poursuivie en 2025 notamment par l'accueil d'un étudiant en thèse, et avec l'exploration des solutions de data science avec un nouveau département de l'université de Poitiers. Ce projet vise la mise en place d'outils d'aide à la décision à partir de la visualisation intelligente des données générées par les tests in-vitro au sein de l'entreprise Eurofins Cerep. De nouveaux services sont attendus dans les prochaines années autour de ce nouveau projet de collaboration.

Accélération du service « Integrated Drug Discovery »

Compte tenu des premiers succès commerciaux, la Division Eurofins Discovery a renforcé son service de « Integrated Drug Discovery », nommé DiscoveryOne™ en incluant dans son périmètre une nouvelle société de service nommée Eurofins Beacon Discovery qui possède une expertise dans la conception et la réalisation de ce type de projets. Pour mémoire, 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.

Eurofins Cerep se positionne ainsi comme un leader de l'offre en pharmacologie in-vitro avec des tests standardisés et se donne les moyens d'accompagner ses clients souhaitant disposer de solutions de drug discovery complètement intégré, partant d'une idée ou d'un concept jusqu'à l'identification du candidat préclinique d'intérêt.

Chiffre d'affaires par activité

(K€)	31.12.25	31.12.24	Valeurs	Variations
				%
Services	40 975	40 457	518	1.28%
Autres	0	0	0	0
Total	40 975	40 457	518	1.28%

Le chiffre d'affaires 2025 s'est élevé à 40,975 millions d'euros, en augmentation de 1.28 % par rapport au chiffre d'affaires 2024 qui était de 40,457 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires valorisé à l'avancement représente 0,829 million d'euros.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation ont diminué de 1,44 million d'euros, en passant à 38,37 millions d'euros en 2025 contre 39,81 millions d'euros en 2024. Cette diminution s'explique par l'adaptation des dépenses au niveau d'activité (charges de personnel, autres achats et charges).

Les achats de matières premières et autres approvisionnements ont augmenté de 0,04 million d'euros, en passant à 5,46 millions d'euros en 2025 contre 5,42 millions d'euros en 2024.

Les autres achats et charges externes ont diminué de 4,42 millions d'euros, en passant à 12,79 millions d'euros en 2025 contre 17,21 millions d'euros en 2024. Les frais de recherche et développement engagés au cours de l'année 2025, intégralement comptabilisés en charges, sont évalués à 4,98 millions d'euros contre 5,27 millions d'euros pour l'exercice 2024, soit une baisse de 0,29 million d'euros (développement de l'offre catalogue, projets HTS et biophysique).

Ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes et les charges de structure étant réparties au prorata du temps passé sur les programmes de recherche.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation s'élève à 3,73 millions d'euros en 2025 contre 4,50 millions d'euros en 2024.

Autres résultats

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 1,31 million d'euros en 2025 contre 1,98 million d'euros en 2024.

Le résultat exceptionnel en 2025 se solde par une perte de 0,49 million d'euros contre un gain de 0,30 million d'euros en 2024. Le crédit d'impôt recherche s'élève à 0,60 million d'euros en 2025 contre 0,66 million d'euros en 2024.

Résultat net

Le résultat net de la Société s'élève à 4,78 millions d'euros en 2025 contre un bénéfice de 7,15 millions d'euros en 2024.

Trésorerie et ressources en capitaux

Au 31 décembre 2025, la trésorerie et les valeurs mobilières de placements de la Société s'élèvent à 21,04 millions d'euros contre 17,58 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Les prêts consentis à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL s'élèvent toujours à 43,9 millions d'euros à la clôture de l'exercice.

Le fonds de roulement s'établit à 67,1 millions d'euros au 31 décembre 2025 contre 60,4 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 4 782 468,78 euros de la façon suivante :

▪ Report à nouveau à l'ouverture	50 694 923,42 euros
▪ Autres réserves à l'ouverture	10 031 228,68 euros
▪ Résultat de l'exercice 2025	4 782 468,78 euros

▪ Report à nouveau après affectation	55 477 392,20 euros
▪ Autres réserves après affectation	10 031 228,68 euros

Evènements importants intervenus depuis le début de l'exercice en cours

- Activité

Le renouvellement des principaux contrats de services fin 2025 et début 2026, ainsi que les efforts de réduction des charges poursuivis en 2025 devraient permettre de pérenniser un résultat positif sur 2026.

- Dispositif APLD-R

Nous vous informons que la Société a conclu un accord collectif avec les partenaires sociaux afin de mettre en œuvre un dispositif APLD-R. Cet accord a été validé par la Deets.

Contacts

Paul Ratcliffe, Président du Conseil d'administration

Damien Viellard, Directeur Général

Eurofins Cerep S.A.

2 Rue du Professeur Gargouil

86600 Celle l'Evescault

+33 (0)5 49 89 30 00

fincom.cerep-sa@eurofins.com

Site : www.eurofins.fr/cerep

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.