

## Eurofins Cerep annonce ses résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2025

Celle l'Evescault, France, 18 septembre 2025

### Note préliminaire

Les comptes au 30 juin 2025 sont établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises.

### Chiffre d'affaires

Au 30 juin 2025, le chiffre d'affaires social s'établit à 18.231 K€ contre 19.880 K€ enregistrés au 30 juin 2024, en baisse de 8,29 %. Cette baisse s'explique par une contraction du marché de la drug discovery liée aux incertitudes économiques et géopolitique qui poussent les acteurs du marché pharmaceutique à orienter leur budget de R&D sur les programmes ayant déjà atteint le stade clinique. D'autre part la remontée des taux d'intérêts des banques centrales a diminué le financement disponible pour les sociétés de biotechnologies.

| (K€)         | 30.06.25      | 30.06.24      | Variations    |                 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|              |               |               | Valeurs       | %               |
| Services     | 18 231        | 19 880        | -1 649        | - 8,29 %        |
| Autres       | 0             | 0             |               |                 |
| <b>Total</b> | <b>18 231</b> | <b>19 880</b> | <b>-1 649</b> | <b>- 8,29 %</b> |

### Résultats de la Société

#### Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2025 s'élève à +1.042 K€ pour +1.443 K€ au premier semestre 2024, en baisse de 401 K€. Cette baisse s'explique par la baisse du chiffre d'affaires, compensée par la baisse des charges d'exploitation. Cette diminution s'explique par l'adaptation des dépenses au niveau d'activité (consommation matières, charges de personnel, et autres charges).

#### Résultat financier

Le résultat financier au 30 juin 2025 s'élève à +607 K€ contre +960 K€ au premier semestre 2024. Il comprend principalement les produits financiers liés à nos placements de trésorerie ainsi que les écarts de change liés à l'évolution du taux de change EUR/DOL.

#### Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à +68 K€ contre + 214 K€ au premier semestre 2024.

#### Résultat net

Le résultat net de la Société s'établit à 1.820 K€ contre 2.813 K€ au 30 juin 2024.

## Chiffres-clés

|                         | 30.06.2025 | 30.06.2024 | Variation |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Chiffre d'affaires      | 18 231     | 19 880     | -1649     |
| Résultat d'exploitation | 1 042      | 1 443      | -401      |
| Résultat financier      | 607        | 960        | -353      |
| Résultat exceptionnel   | 68         | 214        | -146      |
| Résultat net            | 1 820      | 2 813      | -993      |

## 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 au cours du premier semestre 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.

## Trésorerie

La position de trésorerie de la Société s'élève 13 656 K€ au 30 juin 2025 contre 10 484 K€ au 30 juin 2024.

Au cours du premier semestre 2025, la variation de trésorerie est de – 3 926 K€.

## Evènements significatifs de la période

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

A la date d'arrêté des comptes semestriels 2025 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 2025

Le renouvellement des contrats de services ainsi que le développement des contrats liés à la plateforme biophysique et à la plateforme de Drug Discovery intégrée devrait permettre de limiter la baisse de son chiffre d'affaires au deuxième semestre 2025.

### **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**

Damien Vielliard, 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@sc.eurofinseu.com](mailto:fincom.cerep-sa@sc.eurofinseu.com)

Site : [www.eurofins.fr/cerep](http://www.eurofins.fr/cerep)