

Aubagne, France | 22 juillet 2025

## Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier semestre 2025

- Chiffre d'affaires de 1 490 millions d'euros, en hausse de 9,4 %, à taux de change constants<sup>1</sup> (rapporté : 8,5 %)
- L'évolution très positive de l'activité à forte marge de produits consommables se poursuit comme prévu
- L'EBITDA courant<sup>1</sup> augmente de manière disproportionnée de 19,3 % pour atteindre 462 millions d'euros, la marge d'EBITDA atteignant 31,0 %
- La Direction confirme ses prévisions pour 2025

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a poursuivi ses bonnes performances au cours du premier semestre 2025 et a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité.

« Au cours des six premiers mois de l'année, notre activité récurrente à forte marge de produits consommables a continué à croître, comme prévu, contribuant également à une amélioration importante de la rentabilité. La forte demande structurelle des clients pour des solutions à usage unique dans le domaine des bioprocédés a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires dans toutes les régions », a déclaré le Dr René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Nos technologies innovantes permettent à nos clients d'accélérer la mise à disposition des thérapies existantes pour les patients à moindre coût, tout en ouvrant de nouvelles possibilités de traitement. Compte tenu des résultats solides du premier semestre et des tendances toujours prometteuses du marché biopharmaceutique, nous restons confiants dans nos perspectives pour le reste de l'année 2025. »

### Développement des activités<sup>1</sup>

Au cours du premier semestre de l'exercice, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 9,4 % à taux de change constants (rapporté : 8,5 %) pour atteindre 1 490 millions d'euros. Comme prévu, cette croissance a été tirée par les activités récurrentes à forte marge de produits consommables, tandis que la réticence des clients à investir, qui touche l'ensemble du secteur, a continué d'impacter les activités liées aux équipements et aux systèmes. Toutes les régions ont contribué à cette évolution positive : la région Amériques a enregistré une hausse significative de 11 % d'une année sur l'autre, à taux de change constants, la région EMEA<sup>2</sup> a progressé de 8,7 % et le chiffre d'affaires de la région Asie/Pacifique a augmenté de 8,1 %.

L'EBITDA courant a augmenté encore plus fortement que le chiffre d'affaires, avec une forte hausse de 19,3 % au cours des six premiers mois de 2025 pour atteindre 462 millions d'euros, principalement en raison des volumes et des effets de la gamme de produits, ainsi que des économies d'échelle. La marge

correspondante a augmenté de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 31,0 % (exercice précédent : 28,2 %).

Le résultat net courant a augmenté de 38,3 % pour atteindre 228 millions d'euros (exercice précédent : 165 millions d'euros) et le résultat net après participations ne donnant pas le contrôle a bondi de 48,2 % pour atteindre 154 millions d'euros (exercice précédent : 104 millions d'euros) au cours des six premiers mois de l'année. Le résultat net courant par action se monte à 2,34 euros (exercice précédent : 1,71 euro) et le résultat net par action à 1,58 euro (exercice précédent : 1,08 euro).

Au 30 juin 2025, la société comptait 10 030 employés, dépassant légèrement l'effectif pour la fin de l'année 2024 (31 décembre 2024 : 9 901), principalement en raison d'un accroissement du personnel de production.

Au cours du premier semestre, la société a élargi son portefeuille de produits afin de permettre à ses clients d'améliorer la productivité de leurs processus de fabrication de médicaments. Deux modules pour une plateforme de processus de fabrication en continu ont notamment été lancés en collaboration avec un client important. Offrant une efficacité nettement supérieure, le système est conçu pour réduire l'utilisation des ressources dans la production biopharmaceutique. Dans le domaine de la filtration, un filtre à haut débit - doté d'une membrane exempte de PFAS - a été mis sur le marché. Développé pour les applications de moulage et de remplissage, le nouveau filtre contribue à accroître l'efficacité et à réduire les déchets de matériaux, tout en contribuant à la pérennité de la chaîne d'approvisionnement des clients.

### **Principaux indicateurs financiers**

Le bilan et les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech restent à des niveaux très élevés. Les capitaux propres s'élevaient à 4 039 millions d'euros au 30 juin 2025, avec un ratio de capitaux propres<sup>1</sup> de 48,6 % (31 décembre 2024 : 4 024 millions d'euros et 48,7 %, respectivement).

Les investissements dans l'infrastructure mondiale de recherche et de production de la société se sont élevés à 141 millions d'euros, contre 189 millions d'euros l'année précédente. Le ratio des dépenses en capital par rapport au chiffre d'affaires atteint 9,5 % (exercice précédent : 13,8 %).

L'endettement brut s'élève à 2 969 millions d'euros, l'endettement net à 2 270 millions d'euros (31 décembre 2024 : 2 869 millions d'euros et 2 191 millions d'euros, respectivement). Comme prévu, le ratio de la dette nette sur l'EBITDA courant<sup>1</sup> a encore été réduit et se situe à 2,7 (31 décembre 2024 : 2,8).

### **Perspectives pour l'exercice 2025**

Sur la base des résultats du premier semestre et de la poursuite attendue de l'évolution positive du marché, la Direction prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 % pour l'exercice 2025, avec une fourchette de prévisions de plus ou moins deux points de pourcentage en raison d'une volatilité toujours supérieure à la moyenne. En termes de rentabilité, la Direction prévoit une marge EBITDA courant d'environ 30 à 31 %, contre 28 % l'année précédente.

Les prévisions de chiffre d'affaires et de marge n'incluent pas encore les effets possibles des droits de douane ou des mesures d'atténuation et de correction connexes qui, dans la perspective actuelle, pourraient, avoir un impact temporaire sur l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge dans une certaine mesure et en fonction de leur conception, de leur portée et de leur durée. La Direction ne s'attend pas à ce

que ces mesures exercent une influence sur le positionnement fort et la compétitivité de Sartorius Stedim Biotech.

Le ratio dépenses d'investissement sur chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 13 % (exercice précédent : 12,2 %), et le ratio d'endettement net sur EBITDA courant<sup>1</sup> à environ 2,5 (exercice précédent : 2,8).

1 Sartorius Stedim Biotech publie des mesures de performance alternatives qui ne sont pas définies par les normes comptables internationales. Ces mesures sont déterminées dans le but d'améliorer la comparabilité des performances de l'entreprise dans le temps et au sein de l'industrie.

- Taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l'impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente.
- Organique : les chiffres de croissance organique excluent l'impact des fluctuations des taux de change et les changements dans le cadre de la consolidation
- EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents
- Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés
- Bénéfice par action courant : bénéfice net courant rapporté au nombre moyen pondéré d'actions en circulation.
- Ratio de capitaux propres : rapport des capitaux propres sur le total bilan
- Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

2 EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient également des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à l'exactitude du présent communiqué. Le communiqué de presse original en langue française est la version faisant foi.

Les prévisions ont été préparées sur la base des données antérieures et sont conformes aux principes comptables. Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. La Direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

### Conférence téléphonique

René Fáber, Directeur Général du Groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 22 juillet 2025 à 13 h (heure de Paris) afin de commenter les résultats semestriels de la société avec les analystes et investisseurs. Inscrivez-vous ici : [https://sar.to/H1\\_2025\\_IR\\_Conference](https://sar.to/H1_2025_IR_Conference)

### Agenda financier

16 octobre 2025 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2025)

## Indicateurs clés de performance pour le premier semestre 2025

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2025	6 mois 2024	Δ en %	Δ en % tc <sup>1</sup>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 489,6</b>	1 373,2	8,5	9,4
▪ EMEA <sup>2</sup>	<b>624,7</b>	574,5	8,7	8,7
▪ Amériques <sup>2</sup>	<b>541,4</b>	492,4	10,0	11,0
▪ Asie   Pacifique <sup>2</sup>	<b>323,5</b>	306,4	5,6	8,1
<b>Résultat</b>				
EBITDA courant <sup>3</sup>	<b>461,9</b>	387,3	19,3	
Marge d'EBITDA courant <sup>3</sup> en %	<b>31,0</b>	28,2		
Résultat net courant <sup>4</sup>	<b>227,9</b>	164,8	38,3	
Résultat net courant par action <sup>4</sup> en €	<b>2,34</b>	1,71	36,8	
Résultat net <sup>5</sup>	<b>154,1</b>	104,0	48,2	
Résultat par action <sup>5</sup> en €	<b>1,58</b>	1,08	46,6	
<b>Flux de trésorerie</b>				
Flux net de trésorerie d'exploitation	<b>244,7</b>	271,7	-9,9	
Flux de trésorerie disponible <sup>6</sup>	<b>102,5</b>	82,4	24,5	

1 Taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l'impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente.

2 Selon la localisation des clients.

3 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, et corrigé des éléments non récurrents.

4 Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents et amortissements sans effet sur la trésorerie, sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés.

5 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle.

6 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation moins flux de trésorerie provenant des activités d'investissement.

## Rapprochement des indicateurs de performance alternatifs

### Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
EBIT (résultat opérationnel)	270,2	214,8
Éléments non récurrents	36,4	27,5
Dépreciation   amortissement	155,3	144,9
<b>EBITDA courant</b>	<b>461,9</b>	<b>387,3</b>

### Reconciliation

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
EBIT (Résultat opérationnel)	270,2	214,8
Éléments non récurrents	36,4	27,5
Amortissement   IFRS 3	57,6	58,7
Résultat financier normalisé <sup>2</sup>	-56,4	-75,8
Charge d'impôt normalisé (26%) <sup>3</sup>	-80,0	-58,6
<b>Résultat net courant</b>	<b>227,8</b>	<b>166,7</b>
Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	-1,9
<b>Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>227,9</b>	<b>164,8</b>
Résultat net courant par action en €	2,34	1,71

1 Résultat financier hors ajustements de la juste valeur des instruments de couverture et effets de change liés aux activités de financement et variation de l'évaluation du passif d'earn-out.

2 Impôt normalisé sur les bénéfices, calculés sur le résultat courant avant taxes et amortissements, sans impact sur la trésorerie.

## Ratio endettement net | EBITDA courant

en millions d'euros sauf indications particulières	30 juin 2025	30 juin 2024
Endettement brut	2 969,3	2 919,0
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	699,3	454,1
<b>Endettement net</b>	<b>2 269,9</b>	<b>2 464,9</b>
EBITDA courant (12 mois)	853,6	757,0
<b>Ratio endettement net   EBITDA courant</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>

## Investissements

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2025	6 mois 2024
Chiffre d'affaires	1 489,6	1 373,2
Investissements	141,2	189,4
<b>Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires</b>	<b>9,5</b>	<b>13,8</b>

## À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière plus sûre, plus rapide et plus durable. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros. Actuellement, plus de 9 900 personnes travaillent pour ses clients à travers le monde.

Rendez-vous sur notre [page actualités](#) et suivez-nous sur [LinkedIn](#).

## Contact

Leona Malorny  
Responsable de la communication externe  
+49 551 308 4067  
[leona.malorny@sartorius.com](mailto:leona.malorny@sartorius.com)