

Aubagne, France | 3 février 2026

## Sartorius Stedim Biotech réalise une croissance rentable importante en 2025 et maintient des perspectives positives

- Le chiffre d'affaires préliminaire non audité s'élève à 2 967 millions d'euros, en hausse de 9,6 % à taux de change constants<sup>1</sup>
- EBITDA courant préliminaire non audité<sup>1</sup> à 914 millions d'euros ; marge correspondante à 30,8 % ; résultat net préliminaire non audité à 266 millions d'euros
- Forte progression des activités récurrentes à forte marge liées aux consommables, tandis que les activités liées aux équipements se stabilisent
- Perspectives pour 2026 : la direction prévoit de poursuivre sa trajectoire de croissance très rentable

Selon les résultats préliminaires non audités, Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux fournisseurs de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques, a clôturé l'exercice 2025 sur une performance solide : avec un chiffre d'affaires en forte hausse et une rentabilité nettement améliorée, l'entreprise a pleinement atteint ses objectifs financiers pour l'année. Pour 2026, la direction prévoit une poursuite de la croissance rentable.

« 2025 a été une année très réussie pour Sartorius Stedim Biotech. Nous poursuivons une trajectoire de croissance avec une forte rentabilité », déclare René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Cette évolution positive est principalement due aux excellentes performances de notre activité récurrente à forte marge dans le domaine des consommables pour la production de produits biopharmaceutiques, qui représente la grande majorité de notre chiffre d'affaires. Comme prévu, l'activité liée aux équipements est restée faible, mais a montré des signes encourageants de stabilisation au cours de l'année. C'est pourquoi nous envisageons l'année 2026 avec optimisme et confiance. »

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

Selon les chiffres préliminaires, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech a considérablement augmenté de 9,6 % à taux de change constants pour atteindre 2 967 millions d'euros au cours de l'exercice considéré, par rapport à 2024. La croissance déclarée s'est élevée à 6,7 %, principalement en raison de la faiblesse du dollar américain.

Toutes les régions ont contribué à cette hausse du chiffre d'affaires : la région EMEA<sup>2</sup> a enregistré une croissance de 7,3 % à taux de change constants, avec un chiffre d'affaires atteignant 1 241 millions d'euros. Dans la région des Amériques, la dynamique s'est accélérée après le recul de l'exercice précédent, ce qui a entraîné une augmentation significative de 11,8 % à taux de change constants et un chiffre d'affaires de

1 053 millions d'euros. Dans la région Asie-Pacifique, l'entreprise a également enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires de 10,7 % à taux de change constants, pour atteindre 673 millions d'euros.

L'EBITDA courant préliminaire a progressé à un taux supérieur à la moyenne, de 17,3 % pour atteindre 914 millions d'euros. La marge d'EBITDA courant a augmenté de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 30,8 % (exercice précédent : 28,0 %). Les effets du volume et du mix produits, ainsi que les économies d'échelle, ont plus que compensé les effets de change négatifs et l'effet modérateur des droits de douane américains.

Le résultat net courant préliminaire a progressé de manière encore plus marquée, en hausse de 26,7 % pour atteindre 428 millions d'euros, contre 338 millions d'euros l'exercice précédent. Le résultat net courant par action s'établit à 4,40 euros (exercice précédent : 3,49 euros) et le résultat net par action à 2,73 euros (exercice précédent : 1,81 euros).

Au 31 décembre 2025, l'effectif de Sartorius Stedim Biotech a augmenté de 364 personnes pour atteindre 10 265 salariés, principalement en raison du recrutement de personnel supplémentaire dans la production.

En mettant l'accent sur les besoins de ses clients, l'entreprise a continué à développer systématiquement son portefeuille de produits au cours du dernier exercice. Ces technologies visent à accroître la productivité et la durabilité dans la fabrication de produits biopharmaceutiques, à permettre de nouvelles thérapies et à les rendre accessibles aux patients du monde entier. Parmi les nouveaux produits lancés sur le marché figurent des systèmes d'intensification des procédés favorisant le passage d'une production par lots à des procédés de fabrication continus, des solutions de filtration innovantes ainsi que des offres logicielles et applicatives. En collaboration avec la start-up américaine Nanotein Technologies, l'entreprise a également élargi son portefeuille de réactifs destinés à l'activation et à l'expansion cellulaires dans la fabrication de thérapies cellulaires. L'éco-conception des produits a connu des avancées notables, illustrées notamment par l'introduction d'un filtre sans PFAS et par l'utilisation de matières premières certifiées et renouvelables dans certaines poches à usage unique, bioréacteurs et filtres.

### **Principaux indicateurs financiers**

Les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech affichent une évolution favorable. Au 31 décembre 2025, les capitaux propres s'élevaient à 4 126 millions d'euros ; le ratio de capitaux propres<sup>1</sup> a fortement augmenté de 3 points de pourcentage pour atteindre 51,7 % (au 31 décembre 2024 : 4 024 millions d'euros et 48,7 %, respectivement).

En 2025, l'entreprise a poursuivi son programme d'investissement à long terme et a continué d'étendre son infrastructure mondiale de recherche et de production, orientée vers la croissance organique et la résilience. Au siège d'Aubagne, en France, l'entreprise a achevé l'extension de son site de production dédié aux technologies de bioprocédés. L'extension des capacités de production de membranes et de filtres à Göttingen, en Allemagne, ainsi que la construction du nouveau site de Songdo, en Corée du Sud, destiné à desservir à l'avenir l'ensemble du marché sud-asiatique, ont également progressé conformément au calendrier prévu. Le total des investissements en recherche et dans l'infrastructure globale de production de l'entreprise s'est élevé à 393 millions d'euros, contre 340 millions d'euros en 2024 ; le ratio des dépenses d'investissement par rapport au chiffre d'affaires a atteint 13,3 %, conformément aux prévisions (exercice précédent : 12,2 %).

L'endettement brut a été réduit à 2 599 millions d'euros, l'endettement net à 2 173 millions d'euros (31 décembre 2024 : 2 869 millions d'euros et 2 191 millions d'euros, respectivement). Comme prévu, le ratio endettement net sur EBITDA courant<sup>1</sup> a encore été réduit et s'est établi à 2,38 (31 décembre 2024 : 2,81).

### **Perspectives pour l'exercice 2026**

La bonne performance commerciale en 2025 confirme l'analyse de la direction selon laquelle les facteurs modérateurs à court terme de l'industrie perdent de leur ampleur, tandis que les facteurs structurels de croissance du marché des sciences de la vie reprennent de l'importance.

« En ce début d'année 2026, notre secteur est de nouveau sur les rails, même s'il n'a pas encore retrouvé ses taux de croissance à long terme. Certaines incertitudes persistent, qu'il s'agisse du rythme de reprise des investissements des clients ou des facteurs macroéconomiques et géopolitiques. Comme l'année ne fait que commencer, nous avons fixé une fourchette prévisionnelle large afin de tenir compte de la volatilité macroéconomique et sectorielle toujours élevée. La limite inférieure de cette fourchette reflète un scénario prudent dans lequel les conditions du marché se détériorent. Cependant, nous prévoyons actuellement que la dynamique du marché continuera à se normaliser et que les tendances positives se poursuivront », a déclaré René Fáber. « Grâce à notre solide position sur le marché et à notre modèle commercial résilient, nous sommes bien placés pour relever ces défis. À l'avenir, nous continuerons à nous concentrer davantage sur nos clients, l'innovation et l'excellence opérationnelle afin d'aider nos clients à proposer de nouveaux traitements aux patients du monde entier et à poursuivre leur croissance rentable en 2026 et au-delà. »

Pour l'exercice 2026, Sartorius Stedim Biotech prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires comprise entre environ 6 et 10 % à taux de change constants, dont une contribution d'environ 1 point de pourcentage provenant des surtaxes douanières américaines. La croissance sera principalement tirée par l'activité consommables, tandis que l'activité équipements devrait rester au moins stable. La marge EBITDA courant devrait augmenter pour atteindre un peu plus de 31 %, portée par les effets de volume et d'échelle (exercice précédent : 30,8 %).

Le ratio des dépenses d'investissement par rapport au chiffre d'affaires devrait rester à un niveau similaire à celui de 2025 (exercice précédent : 13,3 %). Cela reflète la poursuite des investissements ciblés dans les capacités de recherche et de production, les technologies et les innovations qui soutiennent les ambitions de croissance à moyen terme du groupe. Hormis les mesures d'investissement et/ou les acquisitions potentielles, la direction prévoit que le ratio de l'endettement net sur l'EBITDA courant sera légèrement supérieur à 2 (exercice précédent : 2,38).

Compte tenu de la forte dynamique et de la volatilité élevée persistantes dans le secteur des sciences de la vie, les prévisions restent soumises à une incertitude accrue, qui se reflète dans la fourchette prévisionnelle actuelle. Les éventuels droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis ne sont pas non plus pris en compte.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis 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.
- Résultat net courant par action : résultat net courant de la période rapporté au nombre moyen pondéré d'actions existantes.
- 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 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, ainsi que les conditions-cadres de la politique commerciale, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

### Téléconférence pour les investisseurs

René Fáber, Directeur Général du groupe Sartorius Stedim Biotech, présentera les résultats préliminaires de l'exercice 2025 lors d'une téléconférence destinée aux investisseurs qui se tiendra le 3 février 2026 à 13 h (heure de Paris).

Vous pouvez vous inscrire ici : [https://sar.to/IR\\_Call\\_Prelims\\_2025](https://sar.to/IR_Call_Prelims_2025)

### Agenda financier

16 février 2026	Publication du rapport annuel 2025
26 mars 2026	Assemblée générale annuelle
23 avril 2026	Publication des chiffres trimestriels (janvier à mars 2026)
23 juillet 2026	Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2026)
22 octobre 2026	Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2026)

## Chiffres préliminaires non audités pour l'ensemble de l'exercice 2025

en millions € sauf indications particulières	2025	2024	Δ en %	Δ en % tc <sup>1</sup>
<b>Chiffre d'affaires</b>				
Chiffre d'affaires	2 967,5	2 780,0	6,7	9,6
▪ EMEA <sup>2</sup>	1 241,5	1 159,0	7,1	7,3
▪ Amériques <sup>2</sup>	1 053,4	982,0	7,3	11,8
▪ Asie   Pacifique <sup>2</sup>	672,6	639,0	5,2	10,7
<b>Résultat</b>				
EBITDA courant <sup>3</sup>	913,7	779,0	17,3	
Marge d'EBITDA courant <sup>3</sup> en %	30,8	28,0	2,8 pp	
Résultat net courant <sup>4</sup>	427,7	337,5	26,7	
Résultat net courant par action <sup>4</sup> en €	4,40	3,49	26,0	
Résultat net <sup>5</sup>	265,6	175,1	51,7	
Résultat par action <sup>5</sup> en €	2,73	1,81	50,9	
<b>Flux de trésorerie</b>				
Flux net de trésorerie d'exploitation	692,2	815,1	-15,1	
Flux de trésorerie disponible <sup>6</sup>	294,5	475,2	-38,0	

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 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, et corrigé des éléments non récurrents.

4 Résultat net courant = Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents et des amortissements, et fondé sur un résultat financier normalisé ainsi qu'un taux d'imposition normalisé.

5 Après participations ne donnant pas le contrôle.

6 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles moins flux de trésorerie liés aux activités d'investissement.

## Rapprochement des indicateurs de performance alternatifs

### Rapprochement entre l'EBIT et l'EBITDA courant

en millions €	2025	2024
EBIT (résultat opérationnel)	525,7	370,6
Éléments non récurrents	70,0	106,7
Dépréciations et amortissements	318,1	301,7
EBITDA courant	913,7	779,0

### Réconciliation entre l'EBIT et le résultat net courant

en millions €	2025	2024
<b>EBIT (résultat opérationnel)</b>	<b>525,7</b>	<b>370,6</b>
Éléments non récurrents	70,0	106,7
Amortissement   IFRS 3	112,6	116,7
<b>Résultat financier normalisé<sup>1</sup></b>	<b>-129,9</b>	<b>-133,2</b>
Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %) <sup>2</sup>	-150,4	-119,8
<b>Résultat net courant</b>	<b>428,0</b>	<b>340,9</b>
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,3	-3,4
<b>Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>427,7</b>	<b>337,5</b>
Résultat net courant par action (en €)	4,40	3,49

1 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement et au changement dans l'évaluation du passif « earn-out »

2 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements.

### Calcul de l'endettement financier net et Ratio endettement net | EBITDA courant

en millions € sauf indications particulières	2025	2024
Endettement brut	2 599,3	2 869,5
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	426,1	678,9
<b>Endettement net</b>	<b>2 173,1</b>	<b>2 190,6</b>
EBITDA courant (12 mois)	913,7	779,0
<b>Ratio endettement net   EBITDA courant</b>	<b>2,38</b>	<b>2,81</b>

### Dépenses d'investissement

En millions €, sauf indications particulières	2025	2024
Chiffre d'affaires	2 967,5	2 780,0
Dépenses d'investissement	393,2	339,8
Investissements en % de chiffre d'affaires	13,3	12,2

## 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 sûre, rapide et 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 2025, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,0 milliards d'euros, selon les chiffres préliminaires. Actuellement, plus de 10 200 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)