

Aubagne, France | 16 avril 2025

Sartorius Stedim Biotech publie ses résultats non audités pour le premier trimestre 2025

- Chiffre d'affaires de 745 millions d'euros, en hausse de 10,4% à taux de change constant¹ (rapporté : 11,7 %)
- Forte demande de consommables pour la bioproduction alors que les investissements des clients dans les équipements restent modérés ; ratio commandes-facturation¹ nettement supérieur à 1
- EBITDA courant¹ à 229 millions d'euros, marge à 30,8 %, résultat net à 85 millions d'euros
- Prévisions pour l'année 2025 : augmentation du chiffre d'affaires d'environ 7 % et marge d'EBITDA courant projeté à environ 30 à 31 %

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a démarré l'exercice 2025 avec un premier trimestre solide et a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires à deux chiffres.

« Les trois premiers mois de l'année soulignent l'élan positif que nous avons déjà observé au second semestre 2024, et nous sommes satisfaits de nos réalisations. Alors que les clients sont restés prudents dans leurs investissements en équipements, notre activité récurrente à forte marge de produits consommables se porte très bien dans toutes les régions », a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Pour l'avenir, nous sommes confiants dans le développement du marché biopharmaceutique et dans la demande croissante de technologies innovantes qui permettent d'accélérer la mise à disposition des nouvelles thérapies pour les patients avec des prix abordables. Pour l'ensemble de l'année 2025, nous prévoyons une croissance de notre chiffre d'affaires d'environ 7 % et la poursuite de l'augmentation significative de notre marge bénéficiaire. »

Développement des activités¹

Au cours du premier trimestre de l'exercice, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, soit 10,4 % à taux de change constants (rapporté : 11,7 %) pour atteindre 745 millions d'euros. Le ratio commandes-facturation, qui reflète la proportion des prises de commandes par rapport au chiffre d'affaires, était nettement supérieur à 1.

Toutes les régions ont contribué à l'évolution positive du chiffre d'affaires : la région Amériques a enregistré une hausse de 13,8 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente, tandis que la région EMEA² a progressé de 8,9 %. Le chiffre d'affaires de la région Asie/Pacifique a crû de 7,8 % ; si l'on exclut la Chine, le chiffre d'affaires de la région a augmenté de 14,2 %.

L'EBITDA courant a augmenté plus fortement que le chiffre d'affaires, progressant de 19,9 % pour atteindre 229 millions d'euros entre janvier et mars. Outre l'accroissement des volumes et des effets de la

gamme de produits, le programme d'efficacité de l'année précédente a eu une contribution positive. La marge d'EBITDA courant a augmenté pour atteindre 30,8 % (28,6 % sur l'exercice précédent).

Le résultat net courant¹ a augmenté de 34,5%, pour atteindre 113 millions d'euros, contre 84 millions d'euros au premier trimestre 2024. Le résultat net s'élève à 85 millions d'euros, contre 57 millions d'euros pour la période de l'année précédente, soit une augmentation de 49,1%. Le résultat net courant par action se monte à 1,16 euro (exercice précédent : 0,86 euro) et le résultat net par action à 0,88 euro (exercice précédent : 0,58 euro). Le nombre d'employés dans le monde était de 9 961 au 31 mars 2025, soit légèrement supérieur au nombre de 9 901 fin 2024.

Principaux indicateurs financiers

Les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech restent à des niveaux très élevés. Les capitaux propres atteignaient 4 008 millions d'euros au 31 mars 2025, avec un ratio de capitaux propres¹ de 48,3 % (31 décembre 2024 : 4 024 millions d'euros et 48,7 % respectivement). Le flux net de trésorerie d'exploitation a augmenté considérablement de 116 % pour atteindre 120 millions d'euros, contre 55 millions d'euros pour la période de l'année précédente.

Les investissements en recherche et dans l'infrastructure globale de production de l'entreprise ont été, comme prévu, disproportionnellement faibles au premier trimestre et à l'automne et ont atteint 65 millions d'euros (exercice précédent : 109 millions d'euros). Le ratio des dépenses en capital (capex) par rapport au chiffre d'affaires était de 8,8 % à la fin du trimestre (16,4 % pour l'exercice précédent).

L'endettement brut totalise 2 933 millions d'euros, l'endettement net à 2 225 millions d'euros (31 décembre 2024 : 2 869 millions d'euros et 2 191 millions d'euros respectivement). Le ratio de la dette nette sur l'EBITDA courant¹ était de 2,7 (31 décembre 2024 : 2,8).

Prévisions pour l'exercice 2025

Sur la base des résultats du premier trimestre et de l'évolution positive et continue du marché, la direction prévoit une croissance 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 28,0 % l'année précédente. Les prévisions 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 sur l'évolution de la marge dans une mesure limitée 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 EBITDA¹ à 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
- Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré
- 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
- 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 16 avril 2025 à 13 h (heure de Paris) afin de commenter les résultats de la société avec les analystes et investisseurs.

S'inscrire ici : https://sar.to/Investors_Call_Q1_2025

Agenda financier

22 juillet 2025	Publication des chiffres du premier semestre janvier à juin 2025
16 octobre 2025	Publication des chiffres des neuf premiers mois janvier à septembre 2025

Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2025

En millions €, sauf indications particulières	T1 2025	T1 2024	Δ en %	Δ en % tc ¹
Chiffres d'affaires				
Chiffre d'affaires	744,6	666,9	11,7	10,4
▪ EMEA ²	311,0	284,4	9,4	8,9
▪ Amériques ²	273,7	233,4	17,3	13,8
▪ Asie Pacifique ²	159,9	149,1	7,2	7,8
Résultat				
EBITDA ³	229,0	191,0	19,9	
Marge d'EBITDA ³ en %	30,8	28,6	+ 2,2 pp	
Résultat net courant ⁴	113,1	84,1	34,5	
Résultat net courant ⁴ par action en €	1,16	0,86	34,5	
Résultat net ⁵	85,6	56,4	51,8	
Résultat net par action ⁵ en €	0,88	0,58	51,8	

1 À 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, corrigé des éléments non récurrents

4 Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

5 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus.
Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

Rapprochement des indicateurs de performance alternatifs

Rapprochement entre l'EBIT et l'EBITDA courant

En millions €, sauf indications particulières	T1 2025	T1 2024 ¹
EBIT (Résultat opérationnel)	141,3	110,5
Éléments non récurrents	10,3	10,6
Dépreciation amortissement	77,4	70,0
EBITDA courant	229,0	191,0

Rapprochement entre l'EBIT et le résultat net courant

En millions €, sauf indications particulières	T1 2025	T1 2024 ¹
EBIT (Résultat opérationnel)	141,3	110,5
Éléments non-récurrents	10,3	10,6
Amortissement IFRS 3	28,9	29,3
Résultat financier normalisé ²	-28,0	-35,5
Charge d'impôt normalisé (26%) ³	-39,7	-29,9
Résultat net courant	112,9	85,0
Participations ne donnant pas le contrôle	0,2	-0,9
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	113,1	84,1
Résultat net courant par action en €	1,16	0,86

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus

2 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

3 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

Calcul de l'endettement net et du ratio d'endettement net sur l'EBITDA courant

En millions €, sauf indications particulières	T1 2025	T1 2024 ¹
Endettement brut	2 932,7	3 188,8
-Trésorerie et équivalents de trésorerie	707,6	695,1
Endettement net	2 225,2	2 493,8
EBITDA courant (12 mois)	816,9	756,3
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	0,0	7,2
EBITDA courant pro forma (12 mois)	816,9	763,5
Ratio endettement net EBITDA courant	2,7	3,3

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

Calcul du ratio des dépenses d'investissement

En millions €, sauf indications particulières	T1 2025	T1 2024 ¹
Chiffre d'affaires	744,6	666,9
Dépenses d'investissement	65,3	109,2
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	8,8	16,4

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du coût d'acquisition pour Polyplus

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

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, 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 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros. 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

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com