

Aubagne, France | 23 avril 2026

Sartorius Stedim Biotech publie de bons résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026

- Chiffre d'affaires de 762 millions d'euros, en hausse de 7,9 %, à taux de change constant (publié : + 2,3 %)
- Forte croissance de l'activité récurrente liée aux consommables pour les bioprocédés
- Rentabilité toujours solide : EBITDA courant¹ de 233 millions d'euros et marge de 30,7 %, résultat net de 88 millions d'euros
- Confirmation par la direction de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026

Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux fournisseurs de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques, a démarré l'exercice conformément aux attentes, poursuivant sa dynamique de croissance avec une progression à la fois de son chiffre d'affaires et de ses résultats.

« Sartorius Stedim Biotech a bien démarré l'année 2026. Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance solide, principalement grâce à la bonne tenue de notre segment des consommables au premier trimestre. Comme prévu, l'activité liée aux équipements est restée faible, mais nous tablons sur une reprise des ventes au deuxième trimestre, ce qui devrait contribuer à de bons résultats pour le premier semestre. En ce qui concerne notre rentabilité, nous avons maintenu une marge bénéficiaire solide malgré les tensions géopolitiques, l'incertitude macroéconomique persistante et les difficultés liées aux droits de douane », déclare René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Nos clients du secteur biopharmaceutique opèrent dans des environnements de fabrication de plus en plus complexes, où l'efficacité des processus et la maîtrise des coûts deviennent des enjeux essentiels. Grâce à des innovations telles que notre nouvelle plateforme Eveo Cell Therapy, nous pouvons faire une réelle différence pour les fabricants et les patients en augmentant considérablement le rendement tout en réduisant les délais et les coûts. Compte tenu de l'évolution du marché, de la solidité de notre modèle commercial et de nos bons résultats au premier trimestre, nous confirmons nos prévisions pour l'exercice 2026. »

Développement des activités¹

Au cours des trois premiers mois de l'exercice 2026, Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 762 millions d'euros, soit une forte croissance de 7,9 % à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette évolution a été principalement portée par la solide activité récurrente liée aux consommables destinés à la fabrication de produits biopharmaceutiques ; l'activité liée aux équipements de bioprocédés a affiché la volatilité attendue, une amélioration étant prévue au deuxième trimestre. La croissance du chiffre d'affaires reporté s'est établie à 2,3 %, pénalisée par des effets de change défavorables.

Toutes les régions ont contribué à cette évolution positive des activités : dans la région EMEA, le chiffre d'affaires a progressé de 9,1 % à taux de change constant pour atteindre 338 millions d'euros, tandis que la région Amériques a clôturé le trimestre avec une hausse de 5,6 %, atteignant 261 millions d'euros. Dans la région Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires a augmenté de 9,4 % pour atteindre 162 millions d'euros.

Entre janvier et mars, l'EBITDA courant du groupe a progressé de 1,9 % pour atteindre 233 millions d'euros par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les effets de volume positifs et les économies d'échelle ont été en partie contrebalancés par les effets du mix produit et les impacts liés aux droits de douane. La marge d'EBITDA courant correspondante s'est établie à 30,7 % (exercice précédent : 30,8 %). Le résultat net courant a atteint 114 millions d'euros, contre 113 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le résultat net courant par action s'élève à 1,17 euro (exercice précédent : 1,16 euro) et le résultat net par action à 0,91 euro (exercice précédent : 0,88 euro).

Le nombre de salariés chez Sartorius Stedim Biotech a augmenté dans toutes les régions, principalement en raison du recrutement de personnel supplémentaire dans la production. Au 31 mars 2026, le groupe employait 10 456 personnes, soit 191 de plus qu'à la fin de l'année 2025.

En mettant l'accent sur les besoins de ses clients, l'entreprise continué à développer systématiquement son portefeuille de produits au cours du premier trimestre. Le lancement de la plateforme Eveo Cell Therapy a introduit sur le marché une approche fondamentalement nouvelle pour une fabrication plus efficace. En intégrant les matières premières, les équipements de production, les logiciels et les tests de contrôle qualité au sein d'un système fermé et automatisé, cette plateforme rationalise considérablement la production de thérapies cellulaires. De plus, l'équipe a présenté une nouvelle lignée cellulaire hôte CHO génétiquement modifiée, conçue pour répondre à la demande croissante en matière de développement plus rapide et plus efficace des lignées cellulaires.

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 4 143 millions d'euros au 31 mars 2026, soit un ratio de capitaux propres¹ à hauteur de 50,6 % (31 décembre 2025 : 4 126 millions d'euros et 51,7 %, respectivement).

Les investissements dans l'infrastructure globale de recherche et de production du groupe se sont élevés à 70 millions d'euros, contre 65 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires a atteint 9,1 % (exercice précédent : 8,8 %).

L'endettement brut s'élève à 2 615 millions d'euros, l'endettement net à 2 093 millions d'euros. Comme prévu, le ratio endettement net / EBITDA courant a encore diminué pour s'établir à 2,28, contre 2,38 à la fin de l'exercice 2025.

Perspectives pour l'exercice 2026 confirmées

Compte tenu des bons résultats du groupe au premier trimestre et de l'évolution générale du marché, la direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.

« Nous restons confiants dans les prévisions présentées en début d'année. Le premier trimestre a été conforme à nos attentes, et nous continuons de tabler sur un second semestre supérieur au premier semestre de l'année en valeur absolue. Ces perspectives reflètent les fondamentaux solides que nous observons sur le marché biopharmaceutique, ainsi que notre capacité à fonctionner efficacement malgré

la volatilité externe persistante liée aux événements géopolitiques et à un environnement macroéconomique incertain », déclare René Fáber.

Pour l'exercice 2026, Sartorius Stedim Biotech continue d'anticiper une augmentation de son chiffre d'affaires comprise entre environ 6 et 10 % à taux de change constant, 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 l'innovation 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 éventuelles évolutions des droits de douane imposés par les États-Unis ne sont pas non plus prises 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 du groupe concernant le premier trimestre lors d'une téléconférence destinée aux investisseurs qui se tiendra le 23 avril 2026 à 13 h (heure de Paris).

Vous pouvez vous inscrire ici : https://sar.to/Q1_2026_IR_Call

Agenda financier

23 juillet 2026

Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2026)

22 octobre 2026

Publication des résultats des neuf premiers mois (de janvier à septembre 2026)

Indicateurs clés de performance non audités pour le premier trimestre 2026

En millions €, sauf indications particulières	T1 2026	T1 2025	Δ en %	Δ en % tc ¹
Chiffre d'affaires				
Chiffre d'affaires	761,5	744,6	2,3	7,9
▪ EMEA ²	338,2	311,0	8,8	9,1
▪ Amériques ²	261,2	273,7	-4,6	5,6
▪ Asie Pacifique ²	162,1	159,9	1,3	9,4
Résultat				
EBITDA courant ³	233,4	229,0	1,9	
Marge d'EBITDA courant ³ en %	30,7	30,8		
Résultat net courant ⁴	113,6	113,1	0,5	
Résultat net courant par action ⁴ en €	1,17	1,16	0,5	
Résultat net ⁵	88,1	85,6	3,0	
Résultat par action ⁵ en €	0,91	0,88	3,0	
Flux de trésorerie				
Flux net de trésorerie d'exploitation	193,3	119,8	61,4	
Flux de trésorerie disponible ⁶	123,7	54,5	126,9	

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

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

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

Rapprochement des indicateurs de performance alternatifs

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	T1 2026	T1 2025
EBIT (résultat opérationnel)	149,3	141,3
Éléments non récurrents	3,1	10,3
Dépréciation amortissement	81,1	77,4
EBITDA courant	233,4	229,0

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

Rapprochement entre l'EBIT et le résultat net courant

en millions €	T1 2026	T1 2025
EBIT (résultat opérationnel)	149,3	141,3
Éléments non récurrents	3,1	10,3
Amortissement IFRS 3	27,5	28,9
Résultat financier normalisé ¹	-26,3	-28,0
Impôt sur les bénéfices normalisé (26%) ²	-39,9	-39,7
Résultat net courant	113,6	112,9
Participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,2
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	113,6	113,1
Résultat net courant par action en €	1,17	1,16

1 Résultat financier hors ajustements de la juste valeur des instruments de couverture et effets de change liés aux activités de financement

2 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.

Ratio endettement net | EBITDA courant

En millions d'euros sauf indications particulières	31 mars 2026 ¹	31 déc. 2025
Endettement brut	2 614,6	2 599,3
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	521,2	426,1
Endettement net	2 093,4	2 173,1
EBITDA courant (12 mois)	918,2	913,7
Ratio endettement net EBITDA courant	2,28	2,38

1 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 2026	T1 2025
Chiffre d'affaires	761,5	744,6
Investissements	69,6	65,3
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	9,1	8,8

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 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 milliards d'euros. 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