

Aubagne, France | 23 juillet 2026

Sartorius Stedim Biotech poursuit son évolution positive et étend sa croissance rentable

- Chiffre d'affaires incluant la compensation des droits de douane aux clients de 1 527 millions d'euros, en hausse de 6,4 % à taux de change constant (déclaré: 2,5 %); le chiffre d'affaires opérationnel hors compensation des droits de douane progresse de 8,0 % à taux de change constant
- EBITDA courant¹ à 479 millions d'euros et marge à 31,4 %; résultat net à 181 millions d'euros
- Évolution des activités conforme aux attentes : l'activité récurrente reste le principal moteur, les équipements renouant avec une légère croissance.
- Résultats du premier semestre influencés par des effets non opérationnels liés aux remboursements de droits de douane américains et à la compensation correspondante des surtaxes aux clients
- La direction confirme ses perspectives pour 2026

Sartorius Stedim Biotech, un fournisseur de premier plan de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques, s'est appuyé sur un développement commercial positif au premier semestre 2026 et a enregistré une croissance robuste de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité.

« Le premier semestre 2026 a marqué une nouvelle période de développement commercial positif pour Sartorius Stedim Biotech. La performance robuste a été soutenue par la force continue de notre activité récurrente avec les consommables dans toutes les régions et un retour à une légère croissance des ventes d'équipements de bioprocédés, a déclaré Dr René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. »
« Nous avons reçu, à la fin du deuxième trimestre, un versement de droits de douane, après des incertitudes quant au montant et aux délais de ce remboursement. Bien que ces remboursements aient un impact technique sur nos résultats déclarés, la clarté accrue nous permet désormais de travailler avec nos clients sur la compensation des surtaxes précédemment payées. Alors que nous entamons le second semestre de l'année, nous confirmons nos perspectives pour 2026. Sur la base de la dynamique positive continue de nos activités ainsi que de l'amélioration progressive des marchés finaux, nous restons confiants pour le reste de l'année. »

Développement des activités¹

Au cours du premier semestre de l'exercice, Sartorius Stedim Biotech a généré un chiffre d'affaires de 1 527 millions d'euros, le chiffre d'affaires opérationnel ayant progressé de 8,0 % à taux de change constant par rapport à la même période l'année précédente. L'activité récurrente liée aux consommables est restée le principal moteur de ce développement. En outre, l'activité liée aux équipements de bioprocédés a continué de se stabiliser et a légèrement progressé.

Les résultats commerciaux publiés pour les six premiers mois de l'année ont été influencés par un effet non opérationnel : À la fin du deuxième trimestre, l'entreprise a reçu des remboursements de droits de douane pour des prélèvements invalidés par la Cour suprême des États-Unis, dont le montant et les délais étaient incertains. Comme Sartorius Stedim Biotech a l'intention d'indemniser ses clients pour les surtaxes douanières correspondantes précédemment payées, les montants associés sont comptabilisés en tant que réductions du coût des ventes et du chiffre d'affaires. En incluant l'impact de la compensation des droits de douane aux clients, le chiffre d'affaires a progressé de 6,4 % à taux de change constant (déclaré : 2,5 %)

Toutes les régions ont contribué à la performance positive de l'activité. La région EMEA² a enregistré une progression de 7,7 % à taux de change constant, par rapport à l'année précédente, atteignant 672 millions d'euros de chiffre d'affaires. La région Amériques, qui a été impactée par les compensations des droits de douane accordées aux clients, a généré un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros. Hors effet de compensation des droits de douane, la croissance s'est élevée à 5,4 % à taux de change constant ; en incluant cet effet, la hausse a été de 0,8 % à taux de change constant. La région Asie/Pacifique a connu une forte croissance de 12,5 % à taux de change constant pour atteindre 342 millions d'euros, soutenue par la reprise continue en Chine.

L'EBITDA courant du Groupe a augmenté de 3,7 % pour atteindre 479 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 0,4 point de pourcentage de la marge correspondante, qui s'établit à 31,4% (exercice précédent : 31,0 %). Des effets de volume positifs et des économies d'échelle ont plus que compensé les effets du mix produits. Par ailleurs, l'évolution de la marge a été influencée par deux effets techniques opposés, des vents contraires liés aux droits de douane américains existants et des vents favorables liés aux remboursements de droits de douane, qui se sont largement compensés.

Le bénéfice net s'est élevé à 181 millions d'euros (exercice précédent : 154 millions d'euros), enregistrant une croissance de 17,6 %. Le bénéfice courant net a augmenté de 3,1 % pour atteindre 235 millions d'euros (exercice précédent : 228 millions d'euros). Le résultat net courant par action a augmenté pour atteindre 2,42 euros (exercice précédent : 2,34 euros) et le résultat net par action a atteint 1,86 euro (exercice précédent : 1,58 euro).

L'effectif de Sartorius Stedim Biotech a augmenté dans toutes les régions au cours du premier semestre de l'année, principalement en raison du recrutement de personnel de production supplémentaire. Au 30 juin 2026, l'entreprise employait 10 477 personnes (31 décembre 2025 : 10 265).

Afin d'aider ses clients à accélérer la fabrication de produits biologiques, Sartorius Stedim Biotech a continué d'élargir son portefeuille de solutions avec plusieurs lancements de produits au cours de la période de référence. Le système pour thérapie cellulaire Ambr 250 HT est conçu pour favoriser un développement de processus plus efficace et une meilleure évolutivité, du développement précoce à la fabrication commerciale ; le système génère également des données de processus structurées et de haute qualité pour des flux de travail de développement de thérapies cellulaires de plus en plus numériques et assistés par l'IA. L'entreprise a également élargi sa plateforme Pionic pour les bioprocédés continus intensifiés avec le lancement des modules Quad et Cross. Permettant une chromatographie multi-colonnes flexible ainsi que des flux de travail d'ultrafiltration et de diafiltration intégrés, les nouveaux systèmes renforcent encore la position de Sartorius Stedim Biotech dans le traitement en aval intensifié.

Principaux indicateurs financiers

Le bilan et les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech sont restés à des niveaux très élevés. A compter du 30 juin 2026, les capitaux propres s'élèvent à 4 247 millions d'euros, soit un ratio de capitaux propres¹ augmenté à hauteur de 53,6 % (31 décembre 2025 : 4 126 millions d'euros et 51,7 %, respectivement).

Les investissements dans l'infrastructure mondiale de recherche et de production de l'entreprise ont totalisé 142 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2026, atteignant le niveau de l'exercice précédent (exercice précédent : 141 millions d'euros). Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires atteint 9,3 % (exercice précédent : 9,5 %).

L'endettement brut s'élève à 2 403 millions d'euros, l'endettement net à 2 199 millions d'euros. Comme prévu, l'entreprise a continué de réduire son ratio de dette nette sur EBITDA courant, qui a atteint 2,36 au 30 juin 2026 (31 décembre 2025 : 2,38).

Perspectives pour l'exercice 2026 confirmées

Sur la base des performances commerciales du premier semestre 2026 et de l'évolution positive continue des marchés finaux concernés, la direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Sartorius Stedim Biotech continue de prévoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant d'environ 6 à 10 %. Les activités opérationnelles hors effets des droits de douane devraient évoluer positivement et conformément aux attentes initiales. La croissance prévue du chiffre d'affaires opérationnel à taux de change constant se situerait donc largement autour du point médian de la fourchette de prévisions.

La fourchette de prévisions susmentionnée de 6 à 10 % tient compte des effets des variations dans l'environnement des droits de douane. L'indemnisation prévue des clients pour les droits de douane américains imposés illégalement pourrait réduire le chiffre d'affaires jusqu'à 35 millions d'euros par rapport aux hypothèses initiales. En incluant cet effet, la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de prévisions.

En ce qui concerne la rentabilité, la direction continue de prévoir une augmentation de la marge d'EBITDA courant à un niveau légèrement supérieur à 31 %.

Le ratio des dépenses d'investissement sur le chiffre d'affaires devrait toujours se maintenir à un niveau similaire à celui de l'année précédente (exercice précédent : 13,3 %). Le ratio d'endettement net sur l'EBITDA courant devrait diminuer pour atteindre un niveau légèrement supérieur à 2 (exercice précédent : 2,38).

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.

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.
- 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 de la dette nette sur l'EBITDA courant : quotient de la dette nette et de l'EBITDA courant sur les 12 derniers mois

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.

Téléconférence pour les investisseurs

Dr René Fáber, Directeur Général du Groupe Sartorius Stedim Biotech, présentera les résultats semestriels de l'entreprise lors d'une téléconférence pour les investisseurs qui se tiendra le 23 juillet 2026 à 13 h (heure de Paris). Inscrivez-vous : https://sar.to/H1_2026_IR_Call

Agenda financier

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

Indicateurs clés de performance pour le premier semestre 2026

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2026	6 mois 2025	Δ en %	Δ en % tc ¹
Chiffre d'affaires	1 527,2	1 489,6	2,5	6,4 8,0 ²
▪ EMEA ³	672,4	624,7	7,6	7,7
▪ Amériques ³	512,3	541,4	-5,4	0,8 5,4 ²
▪ Asie Pacifique ³	342,5	323,5	5,9	12,5
Résultat				
EBITDA courant ⁴	478,9	461,9	3,7	
Marge d'EBITDA courant ⁴ en %	31,4	31,0		
Résultat net courant ⁵	235,0	227,9	3,1	
Résultat net courant par action ⁵ en €	2,42	2,34	3,1	
Résultat net ⁶	181,1	154,1	17,6	
Résultat par action ⁶ en €	1,86	1,58	17,6	
Flux de trésorerie				
Flux net de trésorerie d'exploitation	341,2	244,7	39,4	
Flux de trésorerie disponible ⁷	198,8	102,5	93,9	

Bilan Situation financière	30 juin 2026	31 déc. 2025
Total du bilan	7 917,5	7 984,0
Capitaux propres	4 246,9	4 126,2
Ratio de capitaux propres ⁸ en %	53,6	51,7
Endettement net	2 198,7	2 173,1
Ratio endettement net EBITDA courant ⁹	2,36	2,38

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 Croissance organique du chiffre d'affaires avant compensation des clients au titre des surtaxes douanières

3 Selon la localisation des clients

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

5 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

6 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

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

8 Rapport des capitaux propres sur le total du bilan

9 Rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois

Rapprochement des indicateurs de performance alternatifs

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	6 mois 2026	6 mois 2025
EBIT (Résultat opérationnel)	303,2	270,2
Éléments non récurrents	15,1	36,4
Dépréciation amortissement	160,5	155,3
EBITDA courant	478,9	461,9

Rapprochement entre l'EBIT et le résultat net courant

en millions €	6 mois 2026	6 mois 2025
EBIT (Résultat opérationnel)	303,2	270,2
Éléments non récurrents	15,1	36,4
Amortissement IFRS 3	54,7	57,6
Résultat financier normalisé ¹	-54,6	-56,4
Impôt sur les bénéfices normalisé (26%) ²	-82,8	-80,0
Résultat net courant après impôts	235,7	227,8
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,7	0,1
Résultat net courant après impôts et participations ne donnant pas le contrôle³	235,0	227,9
Résultat net courant par action en €	2,42	2,34

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 basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements.

3 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.

Ratio endettement net | EBITDA courant

en millions d'euros sauf indications particulières	30 juin 2026	31 déc. 2025
Endettement brut	2 402,6	2 599,3
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	203,9	426,1
Endettement net	2 198,7	2 173,1
EBITDA courant (12 mois)	930,8	913,7
Ratio endettement net EBITDA courant	2,36	2,38

Investissements

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2026	6 mois 2025
Chiffre d'affaires	1 527,2	1 489,6
Investissements	142,4	141,2
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	9,3	9,5

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](#) ou suivez Sartorius sur [LinkedIn](#).

Contact

Leona Malorny

Responsable de la communication externe

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com