

Aubagne, France | 16 octobre 2025

Sartorius Stedim Biotech publie ses résultats non audités pour les neuf premiers mois de l'année 2025

- Le chiffre d'affaires atteint 2 195 millions d'euros, soit une augmentation à deux chiffres de 10,2 % à taux de change constants (rapporté : 8,2 %)
- L'activité à forte marge des produits consommables enregistre une croissance constante importante
- L'EBITDA courant¹ augmente de 21,0 % pour atteindre 683 millions d'euros, ce qui dépasse la croissance du chiffre d'affaires, avec une marge d'EBITDA courant qui atteint 31,1 %
- La direction affine ses prévisions pour l'ensemble de l'année et les situe dans la fourchette haute des prévisions

Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux partenaires de l'industrie biopharmaceutique, a poursuivi sa croissance dynamique en augmentant considérablement son chiffre d'affaires et sa rentabilité au cours des trois premiers trimestres de l'exercice.

« Sartorius Stedim Biotech a réalisé d'excellentes performances au cours des neuf premiers mois de l'année, grâce à une croissance substantielle à deux chiffres de notre activité de produits consommables. Bien que les clients hésitent encore à investir, nous constatons une stabilisation de nos activités dans le domaine des équipements de biotraitement. Au vu de ces développements positifs, nous sommes très confiants pour le reste de l'année et nous avons revu nos prévisions pour 2025 à la hausse, a déclaré le Dr René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. Nos clients du secteur biopharmaceutique sont soumis à une pression croissante pour accélérer les délais et réduire les coûts des thérapies innovantes, alors que les patients attendent des traitements révolutionnaires. Nous les accompagnons avec un portefeuille conçu pour simplifier les processus, intensifier la production et évoluer en toute confiance. »

Développement des activités¹

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une augmentation significative de 10,2 % de son chiffre d'affaires à taux de change constants, qui atteint 2 195 millions d'euros. Le taux de croissance déclaré était de 8,2 %, principalement en raison de la dépréciation du dollar américain. Cette évolution a été stimulée par l'activité à forte marge liée aux consommables destinés à la fabrication de produits biopharmaceutiques, qui a poursuivi sa forte croissance. Bien qu'elle reste modérée en raison de la réticence des clients à investir dans l'ensemble du secteur, l'activité liée aux équipements et systèmes de bioprocédés se stabilise.

Toutes les régions ont contribué à cette évolution positive : le chiffre d'affaires des régions Amériques et Asie/Pacifique a connu une croissance à deux chiffres, respectivement de 11,8 % et 11,2 % à taux de change constants. Dans la région EMEA, où la reprise des activités avait déjà commencé plus tôt, le chiffre d'affaires a augmenté de 8,4 %.

L'EBITDA courant a connu une croissance encore plus forte que le chiffre d'affaires, augmentant de 21,0 % pour atteindre 683 millions d'euros, principalement en raison du volume, de la gamme de produits et des effets d'échelle. La marge correspondante a fortement augmenté de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 31,1 % (exercice précédent : 27,8 %).

Le résultat net courant a augmenté de manière significative de 34,3 % et a atteint 320 millions d'euros (exercice précédent : 238 millions d'euros), tandis que le bénéfice net après participations ne donnant pas le contrôle a augmenté de 68,5% pour atteindre 218 millions d'euros (exercice précédent : 129 millions d'euros). Le résultat net courant par action s'établit à 3,28 euros (exercice précédent : 2,46 euros), et le résultat net par action à 2,24 euros (exercice précédent : 1,34 euros).

Au 30 septembre 2025, Sartorius Stedim Biotech employait 10 134 personnes, soit une augmentation de 233 personnes par rapport à la fin de l'année 2024, principalement en raison de l'embauche supplémentaire de personnel de production.

Entre janvier et septembre, l'entreprise a élargi son portefeuille de produits afin d'accroître encore la productivité dans la fabrication de médicaments, en proposant notamment de nouvelles offres pour l'intensification des processus. De plus, au cours du troisième trimestre, Sartorius Stedim Biotech a présenté une solution de filtration améliorée pour les anticorps monoclonaux, qui permet de raccourcir les processus et de réduire la consommation d'eau, ainsi que de nouvelles solutions logicielles pour les bioprocédés. L'entreprise a également entamé une collaboration avec la start-up américaine Nanotein Technologies afin de faire progresser la commercialisation et le développement de réactifs innovants qui favorisent l'activation et l'expansion des cellules dans la fabrication de thérapies 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 4 072 millions d'euros au 30 septembre 2025, avec un ratio de capitaux propres¹ de 51,7 % (31 décembre 2024 : 4 024 millions d'euros et 48,7 %, respectivement).

Les investissements dans l'infrastructure globale de recherche et de production de l'entreprise se sont élevés à 276 millions d'euros, contre 260 millions d'euros l'année précédente. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires a augmenté au cours de l'année, comme prévu, atteignant 12,6 % à la fin du mois de septembre (12,8 % pour l'exercice précédent).

L'endettement brut s'élève à 2 563 millions d'euros, l'endettement net à 2 264 millions d'euros (31 décembre 2024 : 2 869 millions d'euros et 2 191 millions d'euros, respectivement). Comme prévu, le ratio endettement net / EBITDA courant¹ a encore été réduit et se situe à 2,5 (31 décembre 2024 : 2,8).

Précisions des orientations pour l'exercice 2025

Sur la base des résultats depuis le début de l'année et en tenant compte de l'impact anticipé des droits de douane existants ainsi que de la base de comparaison solide du quatrième trimestre 2024, la direction affine encore ses prévisions pour l'ensemble de l'année et les situe dans la fourchette haute des prévisions.

L'entreprise s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires d'environ 9 % (précédemment : 7 %, avec une fourchette de prévisions d'environ plus/moins deux points de pourcentage). En termes de rentabilité, la direction prévoit une marge EBITDA courant d'environ 31 % (précédemment : environ 30 à 31 %).

Les prévisions concernant le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires restent inchangées, à environ 13 % (exercice précédent 12,2 %), et le ratio entre l'endettement net et l'EBITDA courant¹ devrait être 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
- 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 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 entre différents pays ainsi que les conditions-cadres de la politique commerciale, jouent un rôle plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

Conférence téléphonique

Dr René Fáber, Directeur Général du Groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 16 octobre 2025 à 13 h (heure de Paris) afin de commenter les résultats des neuf premiers mois de la société avec les analystes et investisseurs.

Inscrivez-vous ici: https://sar.to/9M_2025_IR_Call

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 <u>page actualités</u> et suivez-nous sur <u>LinkedIn</u>.

Contact

Petra Müller Head of Investor Relations +49 (0)551.308.6035 petra.mueller2@sartorius.com

Indicateurs clés de performance pour les neuf premiers mois 2025

en millions € sauf indications particulières	9 mois 2025	9 mois 2024	∆en%	Δ en % tc^1
Chiffre d'affaires	2 195,3	2 028,7	8,2	10,2
■ EMEA ²	921,3	850,5	8,3	8,4
■ Amériques²	781,9	718,6	8,8	11,8
Asie Pacifique ²	492,1	459,6	7,1	11,2
Résultat				
EBITDA courant ³	683,1	564,7	21,0	
Marge d'EBITDA courant³ en %	31,1	27,8		
Résultat net courant ⁴	319,5	238,0	34,3	
Résultat net courant par action⁴ en €	3,28	2,46	33,3	
Résultat net ⁵	218,3	129,5	68,5	
Résultat par action ⁵ en €	2,24	1,34	67,3	
Flux de trésorerie				
Flux net de trésorerie d'exploitation	445,7	530,2	-15,9	
Flux de trésorerie disponible ⁶	166,8	270,4	-38,3	

Indicateurs clés de performance pour le troisième trimester 2025

en millions € sauf indications particuliéres	T3 2025	T3 2024	∆ en %	Δ en % tc^1
Chiffre d'affaires	705,7	655,4	7,7	12,0
■ EMEA ²	296,6	276,0	7,5	
■ Amériques²	240,4	226,2	6,3	
Asie Pacifique ²	168,6	153,2	10,0	
Résultat				
EBITDA courant ³	221,1	177,4	24,6	
Marge d'EBITDA courant³ en %	31,3	27,1		
Résultat net courant ⁴	91,6	73,2	25,2	
Résultat net courant par action⁴ en €	0,94	0,75	25,3	
Résultat net ⁵	64,2	25,5	151,3	
Résultat par action ⁵ en €	0,66	0,26	153,3	

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 Rapport des capitaux propres sur le total du bilan.

⁶ Rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des 12 derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période.

Rapprochement des indicateurs de performance alternatifs

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	9 mois 2025	9 mois 2024
EBIT (résult opérationnel)	405,0	285,6
Éléments non récurrents	43,9	57,9
Dépreciation amortissement	234,2	221,1
EBITDA courant	683,1	564,7

Reconciliation between EBIT and underlying net result

en millions €	9 mois 2025	9 mois 2024
EBIT (Résultat opérationnel)	405,0	285,6
Éléments non récurrents	43,9	57,9
Amortissement IFRS 3	85,3	87,7
Résultat financier normalisé ¹	-101,8	-106,1
Impôt sur lesw bénéfices normalisé (26%) ²	-112,4	-84,6
Résultat net courant	319,9	240,7
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,4	-2,7
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	319,5	238,0
Résultat net courant par action en €	3,28	2,46

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.

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	30 sept. 2025 ¹	31 déc. 2024
Endettement brut	2,563.1	2,869.5
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	298.7	678.9
Endettement net	2,264.4	2,190.6
EBITDA courant (12 mois)	897.3	779.0
Ratio endettement net EBITDA courant	2.5	2.8

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

Investissements

en millions € sauf indications particuliéres	9 mois 2025	9 mois 2024
Chiffre d'affaires	2 195,3	2 028,7
Investissements	276,1	259,8
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	12,6	12,8

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

Etat du résultat net consolidé

en millions €	T3 2025	T3 2024	9 mois 2025	9 mois 2024
Chiffre d'affaires	705,7	655,4	2 195,3	2 028,7
Coût des ventes	-378,3	-380,0	-1 166,9	-1 138,3
Marge brute	327,4	275,5	1 028,4	890,4
Frais commerciaux et de distribution	-117,3	-118,4	-359,6	-358,2
Frais de recherche et développement	-30,1	-37,3	-101,4	-107,0
Frais généraux	-40,3	-37,3	-131,5	-116,3
Total des autres produits	11,5	10,0	33,6	23,3
Total des autres charges	-16,5	-21,7	-64,5	-46,6
EBIT (Résultat opérationnel)	134,8	70,8	405,0	285,6
Produits financiers	4,1	2,6	36,1	31,0
Charges financières	-51,4	-37,9	-145,7	-138,4
Résultat financier	-47,3	-35,3	-109,5	-107,4
Résultat avant impôts	87,5	35,5	295,4	178,3
Charge d'impôt	-22,7	-9,2	-76,8	-46,1
Résultat net de l'exercice	64,7	26,3	218,7	132,2
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	64,2	25,5	218,3	129,5
Participations ne donnant pas le contrôle	0,5	0,8	0,4	2,7
Résultat net par action (€)	0,66	0,26	2,24	1,34
Résultat net dilué par action (€)	0,66	0,26	2,24	1,34

Etat des autres éléments du résultat global consolidé

en millions €	T3 2025	T3 2024	9 mois 2025	9 mois 2024
Résultat net de l'exercice	64,7	26,3	218,7	132,2
Couvertures des flux de trésorerie	-5,4	7,3	37,5	-0,4
dont partie efficace de la variation de juste valeur	0,1	8,2	39,6	2,4
dont reclassées en résultat	-5,5	-0,9	-2,1	-2,8
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	1,6	-2,2	-11,3	0,1
Écarts de conversion	-25,0	-19,6	-128,3	12,5
Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	-28,7	-14,5	-102,0	12,2
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	0,0	1,1	1,1
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0	0,8	0,8
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	-28,7	-14,5	-101,3	13,0
Résultat global net d'impôt	36,0	11,8	117,4	145,2
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	35,8	11,0	117,6	142,7
Participations ne donnant pas le contrôle	0,2	0,8	-0,2	2,5

Etat de la situation financière consolidée

en millions €	30 sept. 2025 ¹	31 déc. 2024
Actifs non courants		
Ecart d'acquisition	2 881,0	2 907,9
Autres immobilisations incorporelles	1 546,4	1 631,7
Immobilisations corporelles	1 974,2	1 885,2
Actifs financiers	22,8	24,0
Autres actifs	2,7	3,3
Actifs d'impôts différés	70,7	63,2
	6 497,8	6 515,4
Actifs courants		
Stocks	723,1	684,9
Créances clients	226,0	265,9
Autres actifs financiers	39,5	11,7
Actifs d'impôts exigibles	23,2	33,8
Autres actifs	71,2	65,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	298,7	678,9
	1 381,7	1 741,0
Total actif	7 879,5	8 256,4
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	4 036,2	3 986,6
Capital social	19,5	19,5
Réserves	1 424,1	1 424,1
Bénéfices non distribués et autres réserves	2 592,7	2 543,1
Participations ne donnant pas le contrôle	36,1	37,2
	4 072,3	4 023,8
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	33,7	33,6
Autres provisions	15,4	15,1
Emprunts et dettes financières	1 866,7	2 684,4
Passifs de loyers	146,8	120,6
Autres passifs financiers	78,3	81,9
Passifs d'impôts différés	355,5	358,2
	2 496,4	3 293,8
Passifs courants		
Provisions	18,6	17,4
Dettes fournisseurs	281,1	310,0
Passifs contractuels	175,3	216,1
Emprunts et dettes financières	526,4	39,5
Passifs de loyers	23,1	25,0
Avantages au personnel	105,3	88,2
Autres passifs financiers	52,7	71,9
Passifs d'impôts exigibles	84,4	123,2
Autres passifs	43,9	47,6
	1 310,8	938,8
Total capitaux propres et passif	7 879,5	8 256,4

¹ Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en millions €	9 mois 2025	9 mois 2024
Résultat avant impôts	295,4	178,3
Résultat financier	109,5	107,4
Amortissement Dépréciation des immobilisations	234,2	221,1
Variation des provisions	2,3	2,5
Variation des actifs courants et autres actifs	13,5	29,8
Variation des stocks	-81,4	131,6
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	-19,2	-51,4
Intérêts reçus	14,0	14,9
Impôts décaissés	-125,6	-108,9
Autres éléments non financier	2,9	5,0
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	445,7	530,2
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-276,1	-259,8
Investissements dans les actifs financiers	-2,8	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-278,9	-259,8
Produit d'émission d'actions nouvelles	0,0	1 191,4
Intérêts payés	-149,7	-168,0
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-67,1	-67,1
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-0,9	-0,9
Remboursements d'emprunts	-334,8	-870,1
Souscriptions d'emprunts	12,9	13,6
Acquisition Cession d'actions propres	-4,0	-2,5
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-543,7	96,3
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	-376,9	366,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	678,9	116,6
Incidences des variations du cours des devises de la période	-3,3	-0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	298,7	482,6