

Sartorius Stedim Biotech

Rapport financier semestriel de janvier à juin 2026

Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 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 8,0²
▪ 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

en millions € sauf indications particulières	T2 2026 ¹⁰	T2 2025 ¹⁰	Δ en %	Δ en % tc ¹
Chiffre d'affaires	765,7	745,0	2,8	4,9 8,0²
▪ EMEA ³	334,1	313,7	6,5	
▪ Amériques ³	251,1	267,7	-6,2	
▪ Asie Pacifique ³	180,4	163,6	10,3	
Résultat				
EBITDA courant ⁴	245,5	232,9	5,4	
Marge d'EBITDA courant ⁴ en %	32,1	31,3		
Résultat net courant ⁵	121,4	114,8	5,7	
Résultat net courant par action ⁵ en €	1,25	1,18	5,8	
Résultat net ⁶	93,0	68,5	35,8	
Résultat par action ⁶ en €	0,96	0,70	35,8	

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 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

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

Environnement sectoriel

La clientèle du groupe Sartorius Stedim Biotech se concentre dans le secteur biopharmaceutique. L'évolution de ce secteur influe donc largement sur les résultats du Groupe.

Marché biopharmaceutique

Une vue d'ensemble détaillée des évolutions sur le marché biopharmaceutique et celui des laboratoires est fournie dans le Document d'enregistrement universel aux pages 34-35.

La demande de produits biopharmaceutiques est généralement portée par des tendances structurelles comme le vieillissement et la croissance de la population mondiale ainsi que par les innovations. L'éventail croissant d'indications thérapeutiques, la pénétration du marché et les nouvelles modalités thérapeutiques (par ex., les thérapies cellulaires et géniques) offrent des opportunités de croissance supplémentaires. Ces évolutions continuent de soutenir la demande sur le marché des bioprocédés, le marché clé de Sartorius Stedim Biotech.

Les principaux fournisseurs de ce segment ont enregistré des taux de croissance substantiels au premier trimestre 2026. Le principal facteur derrière cette évolution a été la dynamique robuste et continue de l'activité des consommables, tandis que l'activité des équipements est restée modérée dans un contexte d'activité d'investissement limitée. Cependant, plusieurs fournisseurs ont noté des signes croissants de stabilisation au cours de l'année. En termes d'évolutions régionales, un certain nombre d'entreprises ont également souligné une reprise notable de la demande en Chine au cours du premier trimestre.

Sources : Analyse propre des données de l'entreprise.

Évolution des activités du Groupe

- La croissance rentable s'est poursuivie au premier semestre 2026, avec une contribution positive de l'ensemble des régions.
- L'activité de consommables et de services à forte marge est restée le principal moteur de croissance ; l'activité d'équipements et de systèmes s'est stabilisée comme prévu et a renoué avec une légère croissance
- L'EBITDA sous-jacent a augmenté ; la marge correspondante s'est améliorée par rapport à l'année précédente
- Sartorius Stedim Biotech a reçu des remboursements de droits de douane américains imposés illégalement et prévoit des mesures de compensation pour ses clients ; cet effet non opérationnel a eu un impact sur la croissance des ventes et la marge déclarées.
- La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Le groupe Sartorius Stedim Biotech a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable au cours des six premiers mois de l'exercice 2026, générant un chiffre d'affaires de 1 527,2 millions d'euros. Le développement de l'activité opérationnelle à taux de change constants, hors effet de la compensation client prévue liée aux remboursements de droits de douane perçus, s'est élevé à 8,0 %. En incluant cet effet, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,4 % à taux de change constants (déclaré : 2,5 %). La croissance a été tirée par l'activité de consommables et de services à forte marge à destination de l'industrie biopharmaceutique. Après l'évolution modérée de l'année précédente, l'activité d'équipements et de systèmes s'est stabilisée comme prévu et a renoué avec une croissance modeste.

Explication du remboursement des droits de douane américains imposés illégalement

En février 2026, la Cour suprême des États-Unis a statué que certains droits de douane américains imposés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) étaient illégaux. Les droits de douane concernés avaient été initialement introduits en avril 2025. Sur la base des décisions de justice et des procédures de remboursement connexes engagées, Sartorius Stedim Biotech a déposé les demandes de remboursement correspondantes.

En raison des procédures judiciaires et administratives en cours, des incertitudes subsistaient quant au montant et au calendrier des remboursements potentiels. Juste avant la fin du premier semestre 2026, Sartorius Stedim Biotech a reçu une part substantielle des demandes de remboursement déposées pour des droits de douane américains précédemment payés.

Sartorius Stedim Biotech a l'intention de dédommager ses clients pour les surtaxes imposées en lien avec ces droits de douane. Au 30 juin 2026, le Groupe a comptabilisé des passifs financiers courants d'environ 23 millions d'euros pour les mesures de compensation attendues. En conséquence, le chiffre d'affaires et le coût des ventes du premier semestre 2026 ont été réduits. La réduction du chiffre d'affaires déclaré et l'augmentation purement technique des indicateurs de marge déclarés qui en résulte ne donnent pas d'indication sur la performance opérationnelle sous-jacente.

Chiffre d'affaires

en millions €	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
EMEA ²	672,4	624,7	7,6	7,7
Americas ²	512,3	541,4	-5,4	0,8
Asie Pacifique ²	342,5	323,5	5,9	12,5

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.

Toutes les régions ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires. Dans la région EMEA, qui a représenté environ 44 % du chiffre d'affaires, les ventes ont augmenté de 7,7 % pour atteindre 672,4 millions d'euros. L'activité dans la région Amériques a été considérablement impactée par la compensation client prévue relative aux remboursements de droits de douane perçus. En incluant cet effet, le chiffre d'affaires dans la région, qui a représenté environ 34 % du chiffre d'affaires du Groupe, a augmenté de 0,8 % pour atteindre 512,3 millions d'euros au cours de la période de référence. En excluant cet effet, le chiffre d'affaires dans la région Amériques a augmenté de 5,4 %. La région Asie | Pacifique a enregistré la plus forte croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 12,5 % à 342,5 millions d'euros, bénéficiant largement de la reprise en Chine. Cette région a représenté environ 22 % du chiffre d'affaires total du Groupe. (Sauf mention contraire, tous les taux de croissance des régions sont indiqués à taux de change constant.)

EBITDA courant

Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA, résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Afin de fournir une image exhaustive et transparente de la rentabilité récurrente du Groupe, l'entreprise présente un résultat corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant).

Au premier semestre 2026, l'EBITDA courant a augmenté de 3,7 % pour atteindre 478,9 millions d'euros. La marge correspondante a atteint 31,4 % (S1 2025 : 31,0 %). Les effets positifs de volume et d'échelle ont plus que compensé les effets modérateurs du mix produits. En outre, l'évolution de la marge a été influencée par des effets techniques opposés liés aux droits de douane américains, qui se sont largement compensés au cours du premier semestre de l'année. La compensation client prévue liée aux remboursements de droits de douane perçus a soutenu la marge, tandis que la répercussion des droits de douane sur les clients a eu un effet opposé.

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

Éléments non récurrents

en millions €	6 mois 2026	6 mois 2025
Mesures d'efficience	-8,0	-32,3
Projets de fusions et acquisitions Coûts d'intégration	-6,6	-5,0
Autres	-0,5	0,8
Total	-15,1	-36,4

La marge brute s'est élevée à 704,2 millions d'euros au premier semestre 2026 (S1 2025 : 701,0 millions d'euros). La marge brute s'est élevée à 46,1% (exercice précédent : 47,1%). Les effets de volume et d'échelle ont modestement contribué à l'évolution de la marge, tandis que les effets de change et un mix produits défavorable ont eu un impact modérateur par rapport à l'année précédente. En outre, l'évolution de la marge a été influencée par les effets techniques opposés précédemment décrits liés aux droits de douane américains, qui se sont largement compensés au cours du premier semestre de l'année.

Le résultat opérationnel consolidé (EBIT) a augmenté de 12,2 % à hauteur de 303,2 millions d'euros (S1 2025 : 270,2 millions d'euros). Outre les dotations aux amortissements, l'EBIT inclut des éléments extraordinaires provenant principalement de dépenses liées à divers projets d'entreprise et mesures d'efficacité ou en lien avec les dernières acquisitions. À -15,1 millions d'euros, ces dépenses étaient nettement inférieures au niveau de l'exercice précédent de -36,4 millions d'euros. La réduction des éléments extraordinaires, combinée aux effets de change positifs issus des activités de couverture et à une gestion disciplinée des coûts, ont été les principaux moteurs derrière l'amélioration des résultats. La marge EBIT a augmenté pour atteindre 19,9 % (S1 2025 : 18,1 %).

Le résultat financier s'est élevé à -57,5 millions d'euros pour le premier semestre de 2026, contre -62,2 millions d'euros pour la même période durant l'exercice précédent. L'amélioration est principalement due à la baisse des charges d'intérêts et aux effets positifs des taux de change et de valorisation dans les autres composantes financières.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a augmenté de 17,6 % pour atteindre 181,1 millions d'euros (S1 2025 : 154,1 millions d'euros). Un taux d'imposition effectif de 26 % attendu pour l'ensemble de l'année a été appliqué (S1 2025 : 26 %) pour le calcul des charges fiscales intermédiaires.

Résultat net courant

Le résultat net courant après prise en compte des participations minoritaires a augmenté de 3,1% pour s'établir à 235,0 millions d'euros. Ce chiffre est calculé par retraitement des éléments non récurrents et élimination des amortissements. Il est basé sur le résultat financier et le taux d'imposition normalisés. Le résultat net courant par action s'est élevé à 2,42 € (S1 2025 : 2,34 €).

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.

Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle au cours des six premiers mois de l'exercice en cours ont augmenté de 39,4% pour atteindre 341,2 millions d'euros (S1 2025 : 244,7 millions d'euros). Les principaux facteurs ont été l'évolution positive des résultats, les remboursements de droits de douane reçus et la baisse des paiements d'impôts. Ces effets ont été partiellement compensés par l'augmentation du besoin en fonds de roulement associée à la croissance de l'activité et aux sorties de trésorerie correspondantes, ce qui a eu un effet quelque peu modérateur sur l'évolution du flux de trésorerie.

Dans un contexte de moteurs de croissance soutenus sur ses marchés finaux et de ses ambitions de croissance à long terme, Sartorius Stedim Biotech a continué à exécuter de manière cohérente son programme d'investissement. Au cours de la période considérée, le Groupe a par exemple ouvert un nouveau centre de compétences à Fribourg, en Allemagne, dédié au développement et à la production de matériaux critiques pour la qualité destinés au marché de la thérapie cellulaire et génique. Les sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement se sont élevées à 142,4 millions d'euros (S1 2025 : 142,2 millions d'euros), conformément aux attentes. En raison d'une base de chiffre d'affaires plus élevées, le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2025 a atteint 9,3 % contre 9,5 % sur la même période de l'exercice précédent.

Le flux de trésorerie lié aux opérations de financement s'est élevé à -423,8 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2026 (exercice précédent : -78,9 millions d'euro). Il reflète principalement le remboursement de passifs financiers, l'acquisition des participations restantes dans Sartorius CellGenix GmbH, les paiements d'intérêts et la distribution de dividendes de 67,9 millions d'euros pour l'exercice 2025.

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

État consolidé de la situation financière

Le total du bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'élevait à 7 917,5 millions d'euros au 30 juin 2026, soit - 66,5 millions d'euros de moins que le niveau déclaré au 31 décembre 2025 (7 984,0 millions d'euros). Les actifs non courants ont légèrement augmenté pour atteindre 6 564,9 millions d'euros (31 décembre 2025 : 6 542,8 millions d'euros). Les ajouts d'immobilisations corporelles résultant de la poursuite de l'exécution du programme d'investissement du Groupe ont plus que compensé les dotations aux amortissements prévues, en particulier sur les immobilisations incorporelles. Les actifs courants ont diminué de - 88,6 millions d'euros pour atteindre 1 352,6 millions d'euros. Cette baisse est principalement attribuable à la réduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie suite au remboursement de passifs financiers. Cet effet a été partiellement compensé par l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la croissance, qui a augmenté à 987,4 millions d'euros au 30 juin 2026 (31 décembre 2025 : 883,7 millions d'euros).

Les capitaux propres s'élevaient à 4 246,9 millions d'euros à la fin de la période de référence (31 décembre 2025 : 4 126,2 millions d'euros). Le ratio de capitaux propres, à savoir le rapport des capitaux propres sur le total du bilan, a atteint 53,6 % (31 décembre 2025 : 51,7 %).

L'endettement brut, principalement composé de prêts de la société mère Sartorius AG et de sa filiale Sartorius Finance B.V., et des dettes de location, a diminué de -196,7 millions d'euros pour atteindre 2 402,6 millions d'euros au 30 juin 2026 (31 décembre 2025 : 2 599,3 millions d'euros). L'endettement net, défini comme

l'endettement brut moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, s'élevait à 2 198,7 millions d'euros au 30 juin 2026 (31 décembre 2025 : 2 173,1 millions d'euros).

Le ratio d'endettement net par rapport à l'EBITDA courant était de 2,36 au 30 juin 2026, contre 2,38 à la fin de l'année 2025. Ce ratio est calculé comme le quotient de la dette nette par l'EBITDA sous-jacent sur les 12 derniers mois.

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

Légère augmentation du nombre d'employés

Au 30 juin 2026, le nombre d'employés a légèrement augmenté pour atteindre 10 477, principalement en raison d'embauches supplémentaires dans la production. Cela représentait 212 employés de plus que le chiffre de 10 265 à la fin de l'année 2025. Le nombre d'employés dans la région EMEA a augmenté de 1,8 % pour atteindre 7 259 au 30 juin 2026, par rapport à la fin de l'année 2025. Dans les Amériques, l'effectif a augmenté de 1,7 % pour atteindre 1 753 employés, tandis que la région Asie-Pacifique a enregistré une hausse de 3,9 % pour atteindre 1 465 employés.

Facteurs de risque

La situation des risques du groupe Sartorius Stedim Biotech n'a pas fondamentalement évolué depuis la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2025, à l'exception des aspects mentionnés plus haut. Pour consulter la description détaillée des facteurs de risques, ainsi que le système de gestion des risques, veuillez par conséquent vous référer aux pages 51 et suiv. du Document d'Enregistrement Universel 2025.

Les conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine ou au Moyen-Orient, notamment actuellement en lien avec la situation en Iran, ainsi que la volatilité persistante résultant des tensions liées à la politique commerciale entre les États-Unis et plusieurs économies majeures, continuent d'entraîner des incertitudes accrues. En ce qui concerne les conflits militaires mentionnés, il n'y a eu aucun changement significatif pour le Groupe depuis les comptes consolidés de 2025. Le Groupe est particulièrement affecté par les impacts indirects, tels que la hausse des coûts du fret et de l'énergie. Les effets actuels sur les actifs nets, la situation financière et les résultats d'exploitation du Groupe sont insignifiants.

Compte tenu des droits de douane supplémentaires introduits en 2025 par les États-Unis en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), le Groupe a reçu des remboursements des autorités américaines au cours de la période de référence suite à la décision de la Cour suprême rendue en février. Étant donné que les droits de douane correspondants ont été répercutés sur les clients via des surtaxes douanières, Sartorius Stedim Biotech a l'intention de mettre en œuvre des mesures de compensation liées aux remboursements de droits de douane perçus. Outre les droits de douane décrits, qui ont été jugés illégaux, les droits de douane américains sur les livraisons en provenance d'un grand nombre de pays restent en vigueur. L'impact de ces droits de douane sur la situation concurrentielle et les résultats est globalement insignifiant en raison de la diversification régionale à l'échelle du secteur, de l'environnement de marché généralement réglementé dans le domaine biopharmaceutique et des chaînes d'approvisionnement mondialement intégrées qui sont habituelles dans le secteur.

Perspectives de développement de l'activité

Industrie biopharmaceutique

Les tendances décrites aux pages 71 à 72 du Document d'enregistrement universel 2025, qui influencent le développement de Sartorius Stedim Biotech, continuent de s'appliquer dans l'ensemble.

Dans le domaine des bioprocédés, les principaux fournisseurs s'attendent à ce que l'évolution positive du marché se poursuive en 2026 et prévoient une croissance globalement robuste, qui devrait rester largement portée par une demande soutenue pour les consommables. Parallèlement, l'activité équipements devrait continuer à se développer en dessous des taux de croissance structurels à long terme. Suite aux évolutions de l'année précédente, plusieurs fournisseurs constatent néanmoins des signes de stabilisation croissante.

Sources : Évaluation propre des données de l'entreprise

Perspectives pour l'exercice 2026

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. De ce fait, 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 2025 (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).

Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. La direction note que la dynamique et la volatilité du secteur ont considérablement augmenté ces dernières années. En outre, les incertitudes découlant de l'évolution de l'environnement géopolitique et des mesures douanières connexes continuent de jouer un rôle important. Par conséquent, les prévisions de performance commerciale restent soumises à un degré élevé d'incertitude.

Sartorius Stedim Biotech fixe de nouveaux objectifs à moyen terme

Lors de sa Journée des marchés financiers en mars 2026, Sartorius Stedim Biotech a présenté sa stratégie actualisée et ses nouveaux objectifs à moyen terme. Ces objectifs prévoient une croissance rentable et durable supérieure aux niveaux du marché.

Sur la base de son évaluation de l'évolution future du marché, Sartorius Stedim Biotech prévoit que le marché des bioprocédés connaîtra une croissance d'environ 8 à 10 pour cent par an à moyen terme.

Dans ce contexte et en s'appuyant sur sa position de leader sur le marché ainsi que sur sa stratégie ciblée, Sartorius Stedim Biotech a introduit une nouvelle ambition à moyen-terme pour la période à partir de 2027. La direction prévoit que l'entreprise surpassera systématiquement son marché adressable d'environ 100 à 200 points de base par an, visant une croissance organique du chiffre d'affaires de 9 à 12 pour cent par an à taux de change constants. Parallèlement, Sartorius Stedim Biotech s'engage à accroître davantage sa rentabilité : la marge d'EBITDA courant devrait augmenter d'environ 60 à 85 points de base par an, sous l'effet du levier opérationnel, des améliorations opérationnelles et d'une part croissante de consommables à forte marge.

Faits marquants après la date de clôture

Aucun fait marquant n'est survenu après le 30 juin 2026.

Etat du résultat net consolidé

en millions €	2 ^{ème} trimestre 2026 ¹	2 ^{ème} trimestre 2025 ¹	6 mois 2026	6 mois 2025
Chiffre d'affaires	765,7	745,0	1 527,2	1 489,6
Coût des ventes	-406,9	-400,3	-823,0	-788,6
Marge brute	358,8	344,7	704,2	701,0
Frais commerciaux et de distribution	-119,8	-115,5	-240,7	-242,4
Frais de recherche et développement	-35,3	-32,1	-73,7	-71,3
Frais généraux	-43,5	-51,5	-86,0	-91,2
Total des autres produits	10,8	11,3	32,7	22,1
Total des autres charges opérationnelles	-17,0	-27,9	-33,2	-48,0
EBIT (Résultat opérationnel)	154,0	128,9	303,2	270,2
Produits financiers	6,9	-5,4	23,3	32,1
Charges financières	-34,2	-30,9	-80,8	-94,3
Résultat financier	-27,3	-36,3	-57,5	-62,2
Résultat avant impôt	126,7	92,6	245,8	208,0
Charge d'impôt	-32,9	-24,0	-63,9	-54,0
Résultat net de l'exercice	93,7	68,6	181,9	153,9
Attribuable à :				
Actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A	93,0	68,5	181,1	154,1
Participations ne donnant pas le contrôle	0,7	0,0	0,7	-0,1
Résultat net par action (€)	0,96	0,70	1,86	1,58
Résultat net dilué par action (€)	0,96	0,70	1,86	1,58

¹ Données n'ayant pas fait l'objet d'un audit ou examen limité.

Etat des autres éléments du résultat global consolidé

en millions €	2 ^{ème} trimestre 2026 ¹	2 ^{ème} trimestre 2025 ¹	6 mois 2026	6 mois 2025
Résultat net de l'exercice	93,7	68,6	181,9	153,9
Couvertures des flux de trésorerie	-9,6	29,1	-25,9	42,9
dont partie efficace de la variation de juste valeur	-37,4	27,4	-42,8	39,5
dont reclassées en résultat	27,8	1,7	17,0	3,4
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	2,9	-8,7	7,8	-12,9
Écarts de conversion	14,5	-61,8	25,1	-103,3
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	7,7	-41,4	7,0	-73,3
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	-0,1	1,1	-0,1	1,1
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Éléments non-reclassables en résultat net	-0,1	0,8	-0,1	0,8
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	7,6	-40,7	6,9	-72,5
Total du résultat global	101,4	27,9	188,8	81,4
Attribuable à :				
Actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A	100,8	27,8	188,5	81,8
Participations ne donnant pas le contrôle	0,6	0,1	0,3	-0,4

¹ Données n'ayant pas fait l'objet d'un audit ou examen limité

Etat de la situation financière consolidée

en millions €	30 juin 2026	31 déc. 2025
Actifs non courants		
Goodwill	2 893,9	2 883,8
Autres immobilisations incorporelles	1 500,2	1 536,7
Immobilisations corporelles	2 064,3	2 024,6
Immobilisations financières	20,9	19,0
Autres actifs	2,9	3,6
Actifs d'impôts différés	82,8	75,2
	6 564,9	6 542,8
Actifs courants		
Stocks	714,3	690,9
Créances clients	273,2	192,8
Autres actifs financiers	28,9	23,6
Actifs d'impôts exigibles	55,0	31,5
Autres actifs	77,4	76,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	203,9	426,1
	1 352,6	1 441,2
Total actif	7 917,5	7 984,0
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du Sartorius Stedim Biotech S.A.	4 236,9	4 090,5
Capital social émis	19,5	19,5
Réserves	1 424,1	1 424,1
Bénéfices non distribués (y compris résultat net)	2 793,4	2 647,0
Participations ne donnant pas le contrôle	10,0	35,6
	4 246,9	4 126,2
Passifs non courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	33,2	32,6
Autres provisions	16,5	16,8
Emprunts et dettes financières	1 941,7	1 867,3
Passif de location	146,1	151,2
Autres passifs financiers	4,3	2,2
Passifs d'impôts différés	362,5	375,6
	2 504,2	2 445,8
Passifs courants		
Provisions	23,9	16,3
Dettes fournisseurs	288,8	277,8
Passifs contractuels	182,8	167,6
Emprunts et dettes financières	289,9	557,3
Passif de location	24,9	23,4
Avantages au personnel	90,5	99,1
Autres passifs financiers	87,0	141,7
Passifs d'impôts exigibles	117,1	82,0
Autres passifs	61,4	47,0
	1 166,4	1 412,1
Total passif et capitaux propres	7 917,5	7 984,0

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en millions €	6 mois 2026	6 mois 2025
Résultat avant impôt	245,8	208,0
Résultat financier	57,5	62,2
Amortissement Dépréciation des immobilisations	160,5	155,3
Variation des provisions	7,1	6,6
Variation des actifs courants et autres actifs	-82,8	-30,7
Variation des stocks	-14,3	-44,0
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	31,0	-23,5
Intérêts reçus	6,3	9,9
Impôts décaissés	-67,3	-101,2
Autres éléments non financiers	-2,6	2,1
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	341,2	244,7
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-142,4	-141,2
Investissements dans des actifs financiers	0,0	-1,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-142,4	-142,2
Intérêts payés	-29,1	-9,1
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A.	-67,1	-67,1
- aux intérêts minoritaires	-0,8	-0,9
Acquisitions des participations ne donnant pas le contrôle	-70,9	0,0
Remboursements d'emprunts	-550,3	-13,7
Souscriptions d'emprunts	294,8	12,9
Acquisition Cession d'actions propres	-0,5	-0,9
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-423,8	-78,9
Variation nette de la disponibilité et des équivalents de trésorerie	-225,0	23,7
Disponibilités et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	426,1	678,9
Incidences des variations sur la disponibilité et les équivalents de trésorerie	2,7	-3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	203,9	699,3

Etat de variation des capitaux propres consolidés

en millions €	Capital social	Prime d'émission et autres réserves	Réserves sur opérations de couverture	Réserves pour retraites	Réserves non distribuées	Réserves de conversion	Capitaux propres part du groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
Solde au 1^{er} janv. 2025	19,5	1 424,1	-1,6	-9,1	2 496,0	57,8	3 986,6	37,2	4 023,8
Résultat net de l'exercice	0,0	0,0	0,0	0,0	154,1	0,0	154,1	-0,1	153,9
Couvertures des flux de trésorerie	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	42,9
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
Écarts de conversion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,1	-103,1	-0,3	-103,3
Impôts différés	0,0	0,0	-12,9	-0,3	0,0	0,0	-13,2	0,0	-13,2
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	30,0	0,8	0,0	-103,1	-72,3	-0,3	-72,5
Total du résultat global	0,0	0,0	30,0	0,8	154,1	-103,1	81,8	-0,4	81,4
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	0,0	-67,1	-0,9	-68,1
Passif relatif au prix d'achat (CellGenix)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Solde au 30 juin 2025	19,5	1 424,1	28,5	-8,4	2 585,2	-45,2	4 003,6	35,8	4 039,4
Solde au 1^{er} janv. 2026	19,5	1 424,1	21,1	-8,3	2 703,0	-68,8	4 090,5	35,6	4 126,2
Résultat net de l'exercice	0,0	0,0	0,0	0,0	181,1	0,0	181,1	0,7	181,9
Couvertures des flux de trésorerie	0,0	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	-25,9	0,0	-25,9
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Écarts de conversion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5	-0,4	25,1
Impôts différés	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	7,8
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	-18,1	-0,1	0,0	25,5	7,3	-0,4	6,9
Total du résultat global	0,0	0,0	-18,1	-0,1	181,1	25,5	188,5	0,3	188,8
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	0,0	-67,1	-0,8	-67,9
Passif relatif au prix d'achat (CellGenix)	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	0,0	71,3	0,0	71,3
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	0,0	-45,6	-25,2	-70,7
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,7
Solde au 30 juin 2026	19,5	1 424,1	3,0	-8,4	2 842,1	-43,3	4 236,9	10,0	4 246,9

Note aux états financier consolidés intermédiaires

1. Présentation du groupe

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan pour l'industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière sûre, rapide et durable. 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 S.A. est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR 0013154002) et son siège social est situé à Aubagne en France.

Les états financiers consolidés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech, pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 30 juin 2026, ont été arrêtés sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 22 juillet 2026.

2. Base de préparation

Les états financiers consolidés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2026 ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « information financière intermédiaire ». Ils ne comprennent pas toutes les informations nécessaires à un jeu complet d'états financiers selon les IFRS et doivent être lus en complément des états financiers consolidés annuels du groupe Sartorius Stedim Biotech au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les événements et opérations significatifs en vue d'appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la performance du groupe depuis les derniers états financiers consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS Accounting Standards telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2026 et disponibles sur le site :

https://finance.ec.europa.eu//capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting_fr

Les principes comptables appliqués sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des états financiers consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les normes qui ont été appliquées pour la première fois au cours de la période susvisée sont décrites en section 3, ci-après.

Le Document d'Enregistrement Universel 2025 fournit une liste des filiales (voir pages 282-283). Le périmètre de consolidation est resté inchangé au 30 juin 2026, à l'exception des cas suivantes. Au cours de la période intermédiaire, SIV Freiburg FH GmbH & Co. KG, Göttingen, Allemagne, a été créée et intégrée dans les états financiers consolidés intermédiaires. En outre, la société PolygenX 2 SAS, Illkirch-Graffenstaden, France, a été fusionnée avec PolygenX A SAS, Illkirch-Graffenstaden, France.

Comme lors de l'exercice précédent, la charge d'impôt sur le résultat a été calculée conformément aux dispositions du paragraphe IAS 34.30 c), c'est-à-dire en appliquant au résultat avant impôt de la période la meilleure estimation de la direction du taux effectif moyen annuel d'impôt attendu pour l'ensemble de l'exercice (26,0 %, identique à celui des précédents états financiers semestriels).

3. Première application des nouvelles normes

Première application des nouvelles normes IFRS et de leur interprétation

Le groupe a appliqué les nouvelles normes suivantes qui sont obligatoires pour la période de reporting :

- Modifications à IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 et IAS 7 – Améliorations annuelles des normes comptables IFRS, volume 11 (publié le 18 juillet 2024)

Les modifications apportées à IFRS 1, Première application des Normes internationales d'information financière, concernent la comptabilisation des relations de couverture par un primo-adoptant des IFRS. Les modifications d'IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, ainsi que les indications d'application qui les accompagnent, éliminent des ambiguïtés potentielles, notamment celles résultant d'incohérences dans la formulation et de renvois obsolètes. Les modifications d'IFRS 9, Instruments financiers, éliminent également des ambiguïtés potentielles résultant de renvois. Les modifications d'IFRS 10, États financiers consolidés, suppriment une ambiguïté causée par des incohérences au sein de la norme en lien avec l'évaluation de la question de savoir si une autre partie agit pour le compte de l'investisseur (« agents de facto »). Les modifications d'IAS 7, Tableau des flux de trésorerie, résolvent une ambiguïté potentielle résultant de l'utilisation du terme « méthode du coût », qui n'est plus défini dans les normes comptables IFRS.

L'application des nouvelles règles décrites ci-dessus n'a pas eu d'impact sur les états financiers consolidés intermédiaires.

IFRS 18, Présentation et informations à fournir dans les états financiers, à appliquer pour la première fois en 2027

Les nouvelles exigences d'IFRS 18 relatives à la présentation et aux informations fournies en annexe sont présentées dans les états financiers consolidés 2025. En février 2026, IFRS 18 a été homologuée et intégrée dans le droit de l'UE. Les effets attendus décrits dans les états financiers consolidés 2025 restent inchangés au 30 juin 2026. Au cours de l'exercice en cours, le Groupe poursuit ses travaux de mise en œuvre.

4. Recours aux jugements et à des estimations

Lors de l'établissement de ces états financiers consolidés intermédiaires condensés, la direction du Groupe a posé des jugements, estimations et hypothèses fondés sur la situation et les évaluations à la date de clôture. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les principales estimations et hypothèses sont restées largement inchangées par rapport aux états financiers consolidés au 31 décembre 2025. L'incertitude générale inhérente aux estimations et hypothèses comptables demeure relativement élevée. Les raisons en sont notamment les évolutions géopolitiques telles que les conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine ou au Moyen-Orient, actuellement en particulier en lien avec la situation en Iran, ainsi que la volatilité persistante résultant des tensions commerciales entre les États-Unis et plusieurs grandes économies. En ce qui concerne les conflits armés susmentionnés, il n'y a pas eu de changements d'importance significative pour le Groupe depuis les états financiers consolidés 2025. Le Groupe continue d'être affecté en particulier par les conséquences indirectes, telles que la hausse des coûts de fret et d'énergie. L'impact actuel sur la situation nette, la situation financière et la rentabilité du Groupe est limité. Pour toute information sur l'évolution des activités du Groupe au premier semestre 2026, il convient de se référer au rapport intermédiaire de gestion du Groupe.

Politique douanière des États-Unis : décision de la Cour suprême des États-Unis relative aux droits de douane fondés sur l'IEEPA

Le 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a jugé que les droits de douane imposés par le gouvernement américain sur la base de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ne sont pas conformes à la Constitution des États-Unis. Selon la Constitution, la compétence pour lever ces droits de douane appartient exclusivement au Congrès. Le Groupe a ensuite demandé le remboursement des droits de douane américains et a reçu ces remboursements juste avant la fin du premier semestre. Sartorius a l'intention de compenser ses clients pour les majorations appliquées en lien avec ces droits de douane. Pour les mesures de compensation attendues, le Groupe comptabilise des passifs financiers à court terme d'environ 23 millions d'euros au 30 juin 2026. Le chiffre d'affaires comptabilisé pour le premier semestre 2026 a été réduit du même montant. La réduction du chiffre d'affaires déclaré et l'augmentation purement technique qui en résulte des indicateurs de marge ne fournissent aucune indication sur la performance opérationnelle sous-jacente de l'entreprise. Les remboursements de droits de douane reçus ont été comptabilisés en coût des ventes. Indépendamment des droits de douane inadmissibles décrits ci-dessus, des droits de douane américains sur les livraisons en provenance d'un large éventail de pays restent en vigueur.

5. Secteurs opérationnels

Le contrôle interne et le système de reporting financier interne au sein de Sartorius Stedim Biotech sont basés sur l'approche consistant à fonctionner en tant que « fournisseur de solutions intégrées » pour ses clients. En conséquence, un seul secteur opérationnel a été identifié par Sartorius Stedim Biotech : Biopharm.

L'indicateur clé de performance utilisé pour mesurer la performance du secteur opérationnel du groupe Sartorius Stedim Biotech est « l'EBITDA courant » dans la mesure où le Conseil d'administration analyse cette performance à un niveau consolidé et estime que cet indicateur est pertinent pour la compréhension de la performance financière du groupe. L'EBITDA correspond au résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements ; « l'EBITDA courant » correspond à l'EBITDA corrigé des éléments non-récurrents. Les éléments non-récurrents sont des dépenses et des produits liés à des mesures d'efficacité, à des acquisitions et à d'autres gains ou pertes qui faussent la rentabilité durable du secteur. Les mesures d'efficacité comprennent principalement les produits et charges liés aux activités de restructuration, notamment les indemnités de départ, ainsi qu'aux projets stratégiques majeurs du groupe, tels que les programmes de transformation informatique. Au cours du premier semestre de 2026, la plupart des charges liées aux mesures d'efficacité ont été présentées dans les frais administratifs généraux.

Les principes comptables et d'évaluation pour le secteur opérationnel correspondent aux principes comptables généraux appliqués par le groupe.

Information sectorielle

en millions €	6 mois 2026	6 mois 2025
Chiffre d'affaires	1 527,2	1 489,6
EBITDA courant du secteur opérationnel	478,9	461,9
Dépréciation et amortissement	-160,5	-155,3
Éléments non récurrents	-15,1	-36,4
EBIT (Résultat opérationnel)	303,2	270,2
Résultat financier	-57,5	-62,2
Résultat avant impôt	245,8	208,0

Eléments non-récurrent

en millions €	6 mois 2026	6 mois 2025
Mesures d'efficience	-8,0	-32,3
Projets de fusions et acquisitions Coûts d'intégration	-6,6	-5,0
Autres	-0,5	0,8
Total	-15,1	-36,4

6. Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est comptabilisé conformément à la norme IFRS 15 – Chiffre d'affaires des contrats avec les clients. Les chiffres d'affaires issus des contrats avec les clients sont ventilés par région géographique en fonction de la localisation des clients et du type de chiffre d'affaires (récurrent ou non récurrent). Le groupe définit le chiffre d'affaires récurrent comme le chiffre d'affaires provenant des consommables et des services, tandis que le chiffre d'affaires non récurrent est principalement défini comme le chiffre d'affaires provenant des ventes des instruments.

en millions €	Chiffre d'affaires	
	6 mois 2026	6 mois 2025
EMEA	672,4	624,7
Amériques	512,3	541,4
Asie Pacifique	342,5	323,5
Groupe	1 527,2	1 489,6

en millions €	6 mois 2026	6 mois 2025
Chiffre d'affaires	1 527,2	1 489,6
dont récurrents	1 317,3	1 274,3
dont non récurrents	209,9	215,3

7. Parties liées

Sartorius AG, dont le siège social se situe à Göttingen, en Allemagne, est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. et détient directement ou indirectement 71,5 % des actions et 83,0 % des droits de vote. Le flottant est de 28,5 % du total des capitaux propres.

Le groupe Sartorius AG est organisé en deux divisions : la division « Bioprocess solutions » (principalement gérée par le groupe Sartorius Stedim Biotech) et la division « Laboratoires, Produits et Services » (principalement gérée par les autres sociétés du groupe Sartorius AG). Cette structure explique pourquoi le groupe Sartorius AG détient deux filiales dans la plupart des pays où il opère et pourquoi ces entreprises partagent les locaux, le personnel et d'autres ressources.

En outre, les sociétés du groupe allemand exercent diverses fonctions centrales et, par conséquent, offrent des services aux entités à travers le monde. Sartorius Corporate Administration GmbH, une filiale entièrement détenue par la société Sartorius AG, intègre de nombreuses fonctions du groupe Sartorius. Il s'agit, par exemple, des services financiers du groupe, des ressources humaines, de l'informatique, des relations avec les investisseurs, des services juridiques et du marketing central. Ces services sont refacturés au sein du groupe et dans une large mesure au groupe Sartorius Stedim Biotech.

La structure décrite ci-dessus conduit à diverses relations et transactions avec les parties liées. Celles-ci comprennent les ventes, les achats et les commissions, les frais de gestion et les coûts relatifs aux actionnaires ainsi que les prêts, les services administratifs et les coûts partagés. Pour plus d'informations, voir le Document d'Enregistrement Universel 2025 (pages 321 à 323). Les méthodes et principes pour déterminer les charges entre les entités du groupe Sartorius Stedim Biotech et les autres entités du groupe Sartorius AG sont restés inchangés depuis le 31 décembre 2025.

En mai 2026, le groupe Sartorius AG a remboursé et refinancé la première tranche des obligations émises en 2023. Comme les obligations avaient été transférées à Sartorius Stedim Biotech, un refinancement a également été effectué au niveau du groupe (voir la note 9 pour plus de détails).

8. Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans Sartorius CellGenix GmbH

Au cours de l'exercice, le Groupe a exercé son option d'achat et a acquis la participation restante de 24 % dans Sartorius CellGenix GmbH pour un prix d'achat en numéraire d'environ 71,8 millions d'euros. À la suite de cette opération, le Groupe détient désormais 100 % des parts de la société. Le décaissement correspondant est présenté dans le tableau des flux de trésorerie au titre des activités de financement. Le passif financier précédemment comptabilisé au titre de l'option de vente des actionnaires ne détenant pas le contrôle, pour un montant d'environ 71,3 millions d'euros (au 31 décembre 2025), a été reclassé en réserves. Du fait de l'acquisition des parts, les capitaux propres attribuables aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. ont augmenté de 25,7 millions d'euros. Dans ce contexte, les participations ne donnant pas le contrôle ont diminué de 26,2 millions d'euros.

9. Instruments financiers

Refinancement du prêt arrivant à échéance en septembre 2026

En septembre 2023, le groupe Sartorius AG a émis des obligations à long terme, non garanties et à taux fixe pour un montant nominal total de 3 milliards d'euros. Ces obligations ont ensuite été transférées au groupe Sartorius Stedim Biotech. En mai 2026, le groupe Sartorius AG a refinancé et remboursé la première tranche de l'obligation arrivant à échéance en septembre 2026. À cette fin, Sartorius Finance B.V., une filiale détenue à 100 % par Sartorius AG, a émis une obligation à long terme, non garantie et à taux fixe, d'un montant nominal de 500 millions d'euros et assortie d'un coupon de 3,75 %. Dans ce contexte, la première tranche du financement obtenu par Sartorius Stedim Biotech, présentant un volume nominal en circulation de 520 millions d'euros et une échéance contractuelle en septembre 2026, a également été refinancée et remboursée en mai 2026. Sartorius Stedim Biotech a remboursé le prêt arrivant à échéance, intérêts courus inclus, pour un montant total de 537,2 millions d'euros. Environ 297 millions d'euros du produit de l'émission obligataire de mai 2026 ont été transférés à Sartorius Stedim Biotech, dont 295 millions d'euros sous forme de prêts assortis de coupons identiques à ceux de l'émission obligataire, et environ 2 millions d'euros au titre de la ligne de crédit à court terme avec Sartorius AG. Par conséquent, le remboursement net s'est élevé à environ 240,2 millions d'euros.

Couverture de la juste valeur d'une partie du financement du Groupe au moyen de dérivés de taux d'intérêt

Au cours de l'exercice en cours, le groupe a conclu des swaps de taux d'intérêt « receiver » afin de couvrir la juste valeur d'une partie des 470 millions d'euros du financement à long terme obtenu auprès de Sartorius Finance B.V. et arrivant à échéance en 2035 contre le risque de taux d'intérêt. Les dérivés sont désignés comme instruments de couverture dans une relation de couverture de juste valeur. En conséquence, la valeur comptable de la partie couverte du prêt est ajustée pour les variations de juste valeur attribuables au risque

couvert. Toute inefficacité de la couverture, correspondant à la différence entre les variations de juste valeur de l'élément couvert et celles des dérivés, est comptabilisée dans les charges d'intérêts du groupe. Sur la période intermédiaire, la valeur comptable du prêt a diminué de 1,9 million d'euros du fait de la comptabilité de couverture. Un produit de 0,4 million d'euros a été comptabilisé en charge d'intérêts.

Valeurs comptables et justes valeurs des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent la valeur comptable et la juste valeur des actifs et passifs financiers par catégorie d'instruments financiers au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 selon la norme IFRS 9.

en millions €	Catégories (IFRS 9)	30 juin 2026 Valeur comptable	30 juin 2026 Juste valeur	31 Déc. 2025 Valeur comptable	31 Déc. 2025 Juste valeur
Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées non consolidées	n.a.	11,0	11,0	10,3	10,3
Immobilisations financières	Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais du compte de résultat	0,6	0,6	0,6	0,6
Immobilisations financières	Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2,1	2,1	1,4	1,4
Immobilisations financières	Mesuré au coût amorti	6,7	6,7	6,7	6,7
Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture*	n.a.	0,4	0,4	0,0	0,0
Actifs financiers (non-courants)		20,9	20,9	19,0	19,0
Montants dus par les clients pour travaux sous contrats (créances clients)	n.a.	19,9	19,9	13,1	13,1
Créances clients	Mesuré à la juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global	67,4	67,4	7,6	7,6
Créances clients	Mesuré au coût amorti	185,9	185,9	172,1	172,1
Créances clients		273,2	273,2	192,8	192,8
Créances et autres actifs	Mesuré au coût amorti	27,1	27,1	11,1	11,1
Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture*	n.a.	1,5	1,5	12,5	12,5
Instruments financiers dérivés	Détenus à des fins d'échange	0,3	0,3	0,0	0,0
Autres actifs financiers (courants)		28,9	28,9	23,6	23,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Mesuré au coût amorti	203,9	203,9	426,1	426,1

en millions €	Catégories (IFRS 9)	30 juin 2026 Valeur comptable	30 juin 2026 Juste valeur	31 Déc. 2025 Valeur comptable	31 Déc. 2025 Juste valeur
	Passifs financiers évalués au coût amorti				
Emprunts & dettes financières		2 231,6	2 335,6	2 424,7	2 541,4
	Passifs financiers évalués au coût amorti				
Dettes fournisseurs		288,8	288,8	277,8	277,8
	Détenus à des fins d'échange				
Instruments financiers dérivés		0,1	0,1	0,0	0,0
Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture*	n.a.	11,5	11,5	0,7	0,7
	Passifs financiers évalués au coût amorti				
Autres passifs financiers		79,7	79,7	143,2	142,4
Autres passifs financiers		91,3	91,3	143,9	143,1

* Les montants comprennent la partie non désignée des contrats.

Les justes valeurs des instruments financiers ont été déterminées sur la base des informations de marché disponibles à la date de clôture et doivent être allouées à l'un des trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur conformément à la norme IFRS 13.

Pour le niveau 1, les instruments financiers sont calculés sur la base des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques. Pour le niveau 2, les instruments financiers sont calculés sur la base des paramètres obtenus à partir de données observables sur les marchés ou sur la base des prix du marché pour des instruments similaires. Pour le niveau 3, les instruments financiers sont calculés sur la base de paramètres non observables sur les marchés.

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur au 30 juin 2026 sont principalement des créances clients faisant partie d'un portefeuille « détenu pour encaissement et pour la vente », ainsi que des dérivés sous forme de contrats à terme et de swaps de taux d'intérêt. En raison de leurs échéances contractuelles courtes et des risques de crédit non significatifs, ces créances sont évaluées de la même manière que les créances clients évaluées au coût amorti. Les instruments dérivés ont été évalués sur la base de leurs taux de change et des courbes de rendement du marché (niveau 2).

Le calcul de la juste valeur relative aux passifs financiers comptabilisés au coût amorti, en particulier les dettes envers Sartorius AG, Sartorius Finance B.V. et les banques, a été réalisé sur la base de la courbe des taux d'intérêt du marché, en considérant les « spreads » de crédits indicatifs actuels (niveau 2). En ce qui concerne les prêts importants d'un montant total de 2,0 milliards d'euros souscrits en 2023 et en mai 2026 (voir ci-dessus), les justes valeurs sont déterminées par référence aux obligations sous-jacentes de Sartorius Finance B.V. pour lesquelles des valeurs de marché sont disponibles (niveau 2). Les taux d'intérêt varient entre 3,2 % et 4,1 % pour ces obligations, selon les données de marché actuelles. La diminution des emprunts et dettes financières reflète principalement le remboursement et le refinancement partiel d'un prêt en mai 2026 (voir ci-dessus).

Le passif lié à l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans Sartorius CellGenix GmbH, présentée sous les passifs financiers courants pour une valeur comptable de 71,3 millions d'euros au 31 décembre 2025, a été décomptabilisé du bilan lors de l'acquisition des parts en 2026 (voir note 8).

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers restants sont proches de leur valeur comptable en raison de leur échéance, principalement à court terme. Le risque maximal de perte de crédit est reflété par la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés dans le bilan.

Le groupe comptabilise les transferts entre les trois niveaux de la hiérarchie à la fin de la période au cours de laquelle le changement est intervenu. Pendant la période considérée, il n'y a eu aucun transfert entre les trois niveaux.

10. Événements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'est survenu après la date de clôture.

11. Autres informations

Test de dépréciation

En règle générale, des tests de dépréciation doivent être effectués chaque année pour le goodwill et les autres actifs à durée de vie indéterminée. Ces tests doivent également être réalisés lorsque des indicateurs relèvent que des actifs non courants pourraient avoir subi une dépréciation. Les analyses du groupe ont montré que, conformément à IAS 36, aucune dépréciation significative d'actifs n'était à comptabiliser au 30 juin 2026.

Passifs éventuels

Le Groupe est exposé à des procédures judiciaires, des réclamations ainsi qu'à des litiges d'ordre fiscal, douanier, social ou autres, qui surviennent dans le cadre normal de ses activités. La direction n'anticipe pas que les coûts finaux nécessaires au règlement de ces litiges aient un effet défavorable significatif sur la situation financière consolidée du Groupe, son compte de résultat ou ses flux de trésorerie. Cela vaut également pour le litige opposant la société slovène Sartorius BIA Separations d.o.o. Celle-ci est défenderesse dans un litige qui l'oppose à son ancienne société mère autrichienne, BIA Separations GmbH, dans le cadre de la procédure d'insolvabilité de cette dernière ouverte avant l'acquisition par le Groupe en 2020. En cas de réclamation, le Groupe bénéficie d'une clause de garantie de passif à l'encontre des vendeurs de la société.

Mesure de la performance

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'indicateur « EBITDA courant » comme indicateur clé pour mesurer la performance. L'indicateur clé « EBITDA » correspond au résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Tandis que l'indicateur clé « EBITDA courant » correspond à l'indicateur « EBITDA » ajusté des éléments non récurrents sur la période concernée.

Dividendes

Au cours de la période considérée, les actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. ont adopté la résolution de verser un dividende de 0,69 euro par action pour l'exercice 2025. Le montant total des dividendes distribués s'est élevé à 67,1 millions d'euros et a été versé au cours du premier semestre 2026.

Audit

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2025 : audit des états financiers annuels
- 30 juin 2026 : examen limité de l'information financière intermédiaire
- Comptes trimestriels : comptes n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

(Période du 1^{er} janvier 2026 au 30 juin 2026)

Aux Actionnaires
Sartorius Stedim Biotech
Zone Industrielle Les Paluds
Avenue De Jouques
13400 Aubagne

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Sartorius Stedim Biotech, relatifs à la période du 1^{er} janvier 2026 au 30 juin 2026, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Fait à Marseille le 22 juillet 2026

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

KPMG SA

Cédric Minarro Céline GIANNI DARNET

François Assada

Information sur le rapport semestriel

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés condensés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, ainsi que de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 2 à 25, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.



Dr. René Fáber
Directeur général du Groupe Sartorius Stedim Biotech

Calendrier financier

Information trimestrielle janvier à septembre 2026	22 octobre 2026
Publications des résultats préliminaires pour l'année 2026	Février 2027
Publication du Document d'Enregistrement Universel 2026	Février 2027
Assemblée générale annuelle des actionnaires Aubagne, France	Avril 2027
Information trimestrielle janvier à mars 2027	Avril 2027

Contacts

Sartorius Stedim Biotech S.A.

Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques
C.S. 91051
13781 Aubagne Cedex, France

Tél. +33.442.84 56.00
Fax. +33.442.84 56.19
www.sartorius-stedim.com

Sven Köpsel

Head of Corporate Communications & IR
Tél. +49.551.308.9429
sven.koepsel@sartorius.com

Petra Müller

Head of Investor Relations
Tél. +49.551.308.6035
petra.mueller2@sartorius.com

Les données financières prévisionnelles présentent des risques

Le présent rapport semestriel contient des données financières concernant la performance future du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses et des estimations. Bien que nous soyons convaincus que ces données financières sont réalistes, nous ne pouvons en aucun cas en garantir la réalisation. Par essence, toute hypothèse contient une part de risque et d'incertitude qui peut amener les résultats de la société à diverger significativement des prévisions. Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n'est envisagée.

Le rapport peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis.