

Sartorius Stedim Biotech

Rapport financier semestriel de janvier à juin 2025

Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2025

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2025	6 mois 2024	Δ en %	Δ en % tc ¹
Chiffre d'affaires	1 489,6	1 373,2	8,5	9,4
▪ EMEA ²	624,7	574,5	8,7	8,7
▪ Amériques ²	541,4	492,4	10,0	11,0
▪ Asie Pacifique ²	323,5	306,4	5,6	8,1
Résultat				
EBITDA courant ³	461,9	387,3	19,3	
Marge d'EBITDA courant ³ en %	31,0	28,2		
Résultat net courant ⁴	227,9	164,8	38,3	
Résultat net courant par action ⁴ en €	2,34	1,71	36,8	
	30 juin 2025	31 déc. 2024		
Bilan Situation financière				
Total du bilan	8 312,4	8 256,4		
Capitaux propres	4 039,4	4 023,8		
Pourcentage de capitaux propres ⁵	48,6	48,7		
Endettement net	2 269,9	2 190,6		
Ratio endettement net EBITDA courant ⁶	2,7	2,8		

en millions € sauf indications particulières	T2 2025 ⁷	T2 2024 ⁷	Δ en %	Δ en % tc ¹
Chiffre d'affaires	745,0	706,4	5,5	8,4
▪ EMEA ²	313,7	290,1	8,1	
▪ Amériques ²	267,7	259,0	3,4	
▪ Asie Pacifique ²	163,6	157,2	4,0	
Résultat				
EBITDA courant ³	232,9	196,3	18,7	
Marge d'EBITDA courant ³ en %	31,3	27,8		
Résultat net courant ⁴	114,8	80,7	42,3	
Résultat net courant par action ⁴ en €	1,18	0,85	39,2	

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.

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

Environnement sectoriel

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

Croissance du marché biopharmaceutique

Le marché pharmaceutique mondial a enregistré une croissance des ventes de 6% en 2024. Les ventes de médicaments biopharmaceutiques, qui connaissent une croissance supérieure à la moyenne au sein du marché, ont notamment augmenté de manière significative (environ 9%) pour atteindre 458 milliards de dollars. Les produits biopharmaceutiques représentaient alors 41% du marché global (2023 : 40%).

Le marché des bioprocédés, qui comprend les produits destinés à la fabrication de produits biopharmaceutiques, s'est progressivement stabilisé en 2024 après une période de forte volatilité résultant de la pandémie. L'évolution positive a été particulièrement marquée dans le secteur des consommables, grâce à l'achèvement en quasi-totalité de la réduction des stocks chez les clients. En revanche, les clients du secteur biopharmaceutique ont continué à retarder leurs décisions d'investissement dans de nouvelles capacités, ce qui a affecté la demande en équipements et instruments.

La reprise du marché s'est poursuivie dans toutes les régions au premier trimestre 2025, les principaux fabricants de technologies de bioprocédés enregistrant des taux de croissance élevés. Cette évolution reste tirée par le secteur des consommables, tandis que les clients biopharmaceutiques sont restés dans l'hésitation quant aux investissements.

La croissance du marché biopharmaceutique dépend généralement davantage des tendances à moyen et long terme que des fluctuations économiques à court terme. La demande mondiale croissante pour des médicaments ainsi que l'approbation et la mise sur le marché de produits biopharmaceutiques innovants donnent un élan considérable à ce secteur. Parmi les autres facteurs de croissance, on retrouve l'élargissement des domaines d'indication des médicaments déjà approuvés et l'augmentation de leur pénétration sur le marché. Le nombre de nouveaux produits biopharmaceutiques autorisés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis s'est maintenu à un niveau élevé aussi bien en 2024 avec 47 produits (2023 : 41) qu'au premier semestre 2025 avec 18 (S1 2024 : 23).

Sources : Evaluate Pharma : World Preview 2024, août 2024 ; propre analyse des publications de l'entreprise ; www.fda.gov

Évolution des activités du groupe

- Chiffre d'affaires du groupe de 1 490 millions d'euros, en hausse de 9,4% à taux de change constant (déclaré : 8,5%)
- L'évolution très positive de l'activité de consommables à forte marges se poursuit
- L'EBITDA courant augmente de manière disproportionnée de 19,3% pour atteindre 462 millions d'euros, la marge EBITDA atteint 31,0%
- La direction confirme ses prévisions pour 2025

Le groupe Sartorius Stedim Biotech a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable au cours des six premiers mois de l'exercice 2025, enregistrant une augmentation de son chiffre d'affaires de 9,4% à taux de change constant (déclaré : 8,5%) à 1 489,6 millions d'euros. Comme prévu, cette croissance a été tirée par l'activité récurrente à forte marge de produits consommables, qui représente une part plus importante du chiffre d'affaires total du groupe, tandis que la réticence des clients à investir dans l'ensemble du secteur a continué d'affecter l'activité des équipements pour bioprocédés.

Toutes les régions ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires. Dans la région EMEA, qui a représenté environ 42% du chiffre d'affaires, les ventes ont augmenté de 8,7% pour atteindre 624,7 millions d'euros. Les activités de la région Amériques, qui représentent environ 36% des ventes du groupe, ont connu une croissance substantielle de 11,0% pour atteindre 541,4 millions d'euros au cours de la période de référence. Le chiffre d'affaires de la région Asie|Pacifique a augmenté de 8,1% pour atteindre 323,5 millions d'euros. 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.)

Chiffres d'affaires

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024	Δ en %	Δ en % tc ¹
Chiffre d'affaires	1 489,6	1 373,2	8,5	9,4
EMEA ²	624,7	574,5	8,7	8,7
Amériques ²	541,4	492,4	10,0	11,0
Asie Pacifique ²	323,5	306,4	5,6	8,1

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.

Forte hausse du résultat net 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 du groupe, l'entreprise présente un résultat corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant).

Au premier semestre 2025, l'EBITDA courant a fortement augmenté de 19,3% pour atteindre 461,9 millions d'euros, principalement grâce aux effets liés au volume et à la gamme de produits, ainsi qu'aux économies d'échelle. La marge correspondante a augmenté de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 31,0% (S1 2024 : 28,2%).

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
EBIT (résultat opérationnel)	270,2	214,8
Éléments non récurrents	36,4	27,5
Dépreciation et amortissement	155,3	144,9
EBITDA courant	461,9	387,3

Éléments non récurrents

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
Mesures d'efficacité	-32,3	-24,5
Projets de fusions et acquisitions Coûts d'intégration	-5,0	-2,0
Autres	0,8	-1,0
Total	-36,4	-27,5

Le résultat opérationnel consolidé (EBIT) a fortement augmenté de 25,8 % à 270,2 millions d'euros (S1 2024 : 214,8 millions d'euros) en raison de l'augmentation de la marge brute et d'une hausse des dépenses restée modérée dans les domaines fonctionnels. En plus des dépréciations et amortissements, ce chiffre englobe des éléments non récurrents pour un montant de -36,4 millions d'euros (S1 2024 : -27,5 millions d'euros). Ces éléments non récurrents résultent principalement de dépenses liées à divers projets d'entreprise et à des mesures d'efficacité ou en rapport avec les dernières acquisitions. La marge EBIT a augmenté pour atteindre 18,1% (S1 2024 : 15,6%).

Le résultat financier s'est élevé à -62,2 millions d'euros pour le premier semestre 2025, contre -72,1 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Cette baisse est principalement due à la diminution des charges d'intérêts.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a augmenté de 48,2% pour atteindre 154,1 millions d'euros (S1 2024 : 104,0 millions d'euros). Un taux d'imposition effectif de 26% attendu pour l'exercice complet a été appliqué (S1 2024 : 26%) pour calculer les charges fiscales intermédiaires.

Résultat net courant

Le résultat net courant après prise en compte des participations minoritaires a augmenté de 38,3% pour s'établir à 227,9 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 2,34€ (S1 2024 : 1,71€).

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
EBIT (Résultat opérationnel)	270,2	214,8
Éléments non récurrents	36,4	27,5
Amortissement IFRS 3	57,6	58,7
Résultat financier normalisé ¹	-56,4	-75,8
Charge d'impôt normalisé (26%) ²	-80,0	-58,6
Résultat net courant	227,8	166,7
Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	-1,9
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	227,9	164,8
Résultat net courant par action en €	2,34	1,71

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.

Flux de trésorerie opérationnels solides

Les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle au cours des six premiers mois de l'exercice en cours se sont élevés à 244,7 millions d'euros (S1 2024 : 271,7 millions d'euros). Les effets positifs de l'augmentation du produit d'exploitation et de la baisse des paiements d'impôts ont été compensés par une augmentation du fonds de roulement liée à la croissance, destinée à garantir les capacités de livraison. Le chiffre de l'année précédente avait également bénéficié de la réduction significative des niveaux de stocks liés à la pandémie.

S'appuyant sur des moteurs de croissance fondamentalement intacts dans les marchés finaux et sur ses objectifs de croissance à moyen terme, Sartorius Stedim Biotech a poursuivi son programme d'investissement pluriannuel et a progressé au cours de la période considérée, y compris l'achèvement de l'expansion des capacités au siège social d'Aubagne, en France. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement ont été, comme prévu, disproportionnellement faibles au premier semestre 2025, à hauteur de 142,2 millions d'euros (S1 2024 : 189,4 millions d'euros). Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2025 a atteint 9,5% contre 13,8% sur la même période de l'exercice précédent.

Investissements

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2025	6 mois 2024
Chiffre d'affaires	1489,6	1373,2
Investissements	141,2	189,4
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	9,5	13,8

Robustesse des principaux indicateurs financiers et du bilan

Le total du bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'élève à 8 312,4 millions d'euros au 30 juin 2025, soit 56,0 millions d'euros de plus que les 8 256,4 millions d'euros au 31 décembre 2024. Cette augmentation résulte d'une hausse des actifs courants de 66,1 millions d'euros à 1 807,1 millions d'euros, principalement en raison de l'évaluation à la date de clôture des instruments financiers dérivés en devises étrangères et à l'augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le fonds de roulement¹ a légèrement augmenté en lien avec la croissance du chiffre d'affaires, s'élevant à 957,7 millions d'euros au 30 juin 2025 (31 décembre 2024 : 950,8 millions d'euros). Les actifs non courants ont légèrement diminué de 10,1 millions d'euros pour arriver à 6 505,3 millions d'euros à la fin de la période de référence, principalement en raison des effets de change et des dépréciations et amortissements prévus. Ces facteurs ont également eu un effet réducteur sur les immobilisations corporelles, qui sont néanmoins restées supérieures à la valeur au 31 décembre 2024, notamment en raison de la poursuite du programme d'investissement pluriannuel.

Les capitaux propres s'élevaient à 4 039,4 millions d'euros à la fin de la période de référence (31 décembre 2024 : 4 023,8 millions d'euros). Le ratio de capitaux propres, à savoir le rapport des capitaux propres sur le total du bilan, est resté à un niveau très élevé de 48,6% (31 décembre 2024 : 48,7%).

L'endettement brut, principalement composé de prêts de la société mère Sartorius AG et de sa filiale Sartorius Finance B.V., ainsi que de dettes de location, a légèrement augmenté de 99,8 millions d'euros pour atteindre 2 969,3 millions d'euros au 30 juin 2025 (31 décembre 2024 : 2 869,5 millions d'euros). L'endettement net, défini comme l'endettement brut diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 2 269,9 millions d'euros au 30 juin 2025 (31 décembre 2024 : 2 190,6 millions d'euros). L'augmentation de la dette brute et nette par rapport à la fin de l'exercice 2024 est principalement due à la hausse des dettes de location et des intérêts courus sur les intérêts à payer en septembre sur les prêts interentreprises.

Le ratio d'endettement net par rapport à l'EBITDA courant a encore diminué, comme anticipé, s'établissant à 2,7 au 30 juin 2025, contre 2,8 à la fin de l'année 2024. Ce ratio correspond au rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des 12 derniers mois.

Ratio endettement net | EBITDA courant

en millions € sauf indications particulières	30 juin 2025	30 juin 2024
Endettement brut	2 969,3	2 919,0
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	699,3	454,1
Endettement net	2 269,9	2 464,9
EBITDA courant (12 mois)	853,6	757,0
Ratio endettement net EBITDA courant	2,7	3,3

¹ Somme des stocks et des créances clients.

Légère augmentation du nombre d'employés

Le nombre d'employés au 30 juin 2025 a légèrement augmenté pour atteindre 10 030, principalement en raison de l'embauche d'employés dans la production, et était ainsi supérieur de 129 au chiffre de 9 901 employés à la fin de 2024. Cette légère augmentation s'explique par une hausse des effectifs dans le secteur de la production, liée à la croissance du chiffre d'affaires. Le nombre d'employés dans la région EMEA a augmenté de 2,2% pour s'établir à 6 933 personnes au premier semestre 2025, par rapport à fin décembre 2024. Au 30 juin 2025, Sartorius Stedim Biotech comptait 1 709 employés dans la région Amériques, ce qui représente une diminution de 2,1% par rapport au 31 décembre 2024. L'Asie|Pacifique a vu ses effectifs augmenter légèrement de 1,2%, pour atteindre 1 388 collaborateurs.

Rapport sur les opportunités et les risques

La situation du groupe Sartorius Stedim Biotech en matière d'opportunités et de risques n'a pas changé de manière significative depuis la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2024, à l'exception des circonstances décrites ci-dessous. Pour cette raison, veuillez vous référer à une description détaillée des opportunités et des risques ainsi que du système de gestion des risques aux pages 49 et suivantes du Document d'Enregistrement Universel 2024.

Au cours du premier semestre 2025, le gouvernement américain a introduit des droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance de divers pays, notamment une augmentation de 10 % des droits de douane sur les importations en provenance de l'UE, en vigueur depuis avril. Au moment de la rédaction du présent rapport, une nouvelle augmentation à 30% avait été annoncée pour le 1^{er} août. L'impact de ces droits de douane sur l'actif net, la situation financière et les résultats de Sartorius Stedim Biotech devrait être limité et atténué par diverses mesures compensatoires et correctives. Par exemple, les dépenses supplémentaires sont actuellement répercutées sur les clients pour une grande partie des livraisons concernées par l'augmentation des droits de douane. En outre, Sartorius Stedim Biotech fabrique une part importante des produits vendus aux États-Unis sur place et peut encore augmenter la part de valeur ajoutée locale si nécessaire.

Les droits de douane américains sur les importations en provenance de Chine n'ont pas d'incidence significative sur Sartorius Stedim Biotech en raison des importations marginales en provenance de cette région.

L'incertitude reste très élevée en raison de la volatilité persistante et de l'imprévisibilité des décisions futures du gouvernement américain, ainsi que des éventuelles réactions de ses partenaires commerciaux. Le groupe suit en permanence l'évolution de la situation et, dans ce contexte, a examiné de manière approfondie ses chaînes d'approvisionnement, ses sites de production et ses flux de valeur afin de se positionner au mieux en vue d'une augmentation potentiellement permanente des droits de douane. En tant que groupe dont le siège social est situé en France, Sartorius Stedim Biotech ne se considère pas désavantagé dans l'environnement concurrentiel en raison du cadre réglementaire du marché des produits biopharmaceutiques et des chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont la norme dans ce secteur.

Perspectives de développement de l'activité

Croissance supplémentaire attendue pour le secteur biopharmaceutique

De manière générale, les tendances qui affectent le développement du groupe Sartorius Stedim Biotech et qui sont décrites aux pages 62 à 66 de son Document d'Enregistrement Universel 2024 se confirment.

La croissance de l'industrie pharmaceutique obéit à de fortes tendances à long terme et n'est que peu tributaire des cycles économiques. Selon les estimations d'IQVIA, le marché pharmaceutique mondial devrait croître de 5% à 8% par an jusqu'en 2029. Au sein du marché pharmaceutique, le segment des produits biopharmaceutiques connaît un essor particulièrement marqué depuis plusieurs années et devrait continuer à croître plus rapidement que le marché dans son ensemble si l'on en croit diverses prévisions. La croissance annuelle moyenne devrait se situer autour de 10% au cours des prochaines années. Il est prévu une valeur totale d'environ 680 milliards de dollars pour le volume du marché en 2028. La part des ventes de médicaments et vaccins fabriqués à partir de procédés biotechnologiques dans le chiffre d'affaires total généré par le marché pharmaceutique mondial devrait ainsi passer de 41% à l'heure actuelle à 45%.

Les principaux fabricants de technologies de bioprocédés s'attendent à ce que la dynamique positive observée au début de l'année se poursuive en 2025, contribuant ainsi à une forte croissance des ventes. Le principal moteur du développement de l'activité est l'expansion significative des activités liées aux consommables. Malgré une reprise visible de l'activité des clients, les acteurs du marché restent prudents dans leurs prévisions concernant le segment des équipements en 2025. Dans un avenir prévisible, cependant, la demande associée devrait à nouveau profiter de l'impulsion donnée par la forte demande sous-jacente sur le marché biopharmaceutique et de l'augmentation des volumes de production.

Sources : IQVIA : The Global Use of Medicines Outlook through 2029, juin 2025 ; Evaluate Pharma : World Preview 2024, août 2024 ; propre analyse des publications de l'entreprise

Perspectives pour l'exercice 2025

Sur la base des résultats du premier semestre et de la poursuite attendue de l'évolution positive du marché, la direction confirme ses prévisions pour l'exercice complet et prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7% pour l'exercice 2025, avec à ce stade une fourchette de prévisions d'environ plus ou moins deux points de pourcentage en raison d'une volatilité toujours supérieure à la moyenne.

En termes de rentabilité, la direction prévoit une marge d'EBITDA courant d'environ 30% à 31%, contre 28,0% pour l'exercice précédent. Les prévisions de chiffres d'affaires et de marge n'incluent pas les effets possibles des droits de douane ou des mesures d'atténuation et de correction connexes qui, en fonction de leur conception, de leur portée et de leur durée, pourraient avoir un impact temporaire sur l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge dans une certaine mesure. La direction ne s'attend pas à ce que ces mesures aient une quelconque influence sur la forte position de Sartorius Stedim Biotech sur le marché et sur sa compétitivité.

Le ratio des dépenses d'investissement sur le chiffre d'affaires devrait être d'environ 13% (2024 : 12,2%), et le ratio d'endettement net sur l'EBITDA courant de 2,5 (2024 : 2,8).

Les prévisions ont été préparées sur la base des données antérieures et sont conformes aux principes comptables. Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une plus grande incertitude quant aux prévisions des chiffres d'affaires.

Rapport sur les événements ultérieurs

Pour plus de détails, se référer à la note 9 des états financiers consolidés intermédiaires.

Etat du résultat net consolidé

en millions €	2 ^{ème} trimestre 2025 ¹	2 ^{ème} trimestre 2024 ¹	6 mois 2025	6 mois 2024
Chiffre d'affaires	745,0	706,4	1 489,6	1 373,2
Coût des ventes	-400,3	-400,1	-788,6	-758,3
Marge brute	344,7	306,2	701,0	614,9
Frais commerciaux et de distribution	-115,5	-118,9	-242,4	-239,8
Frais de recherche et développement	-32,1	-35,2	-71,3	-69,7
Frais généraux	-51,5	-39,4	-91,2	-79,0
Autres produits d'exploitation	11,3	5,9	22,1	13,3
Autres charges d'exploitation	-27,9	-14,3	-48,0	-24,9
EBIT (Résultat opérationnel)	128,9	104,4	270,2	214,8
Produits financiers	-5,4	12,8	32,1	28,4
Charges financières	-30,9	-51,7	-94,3	-100,5
Résultat financier	-36,3	-39,0	-62,2	-72,1
Résultat avant impôts	92,6	65,4	208,0	142,8
Impôt sociétés	-24,0	-16,8	-54,0	-36,9
Résultat net de la période	68,6	48,6	153,9	105,9
Attribuable à :				
Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech	68,5	47,6	154,1	104,0
Participations ne donnant pas le contrôle	0,0	1,0	-0,1	1,9
Résultat net par action (€)	0,69	0,50	1,58	1,08
Résultat net dilué par action (€)	0,69	0,50	1,58	1,08

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 2025 ¹	2 ^{ème} trimestre 2024 ¹	6 mois 2025	6 mois 2024
Résultat net de la période	68,6	48,6	153,9	105,9
Couvertures des flux de trésorerie	29,1	0,3	42,9	-7,7
dont partie efficace de la variation de juste valeur	27,4	1,3	39,5	-5,8
dont reclassées en résultat	1,7	-1,0	3,4	-1,9
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	-8,7	-0,1	-12,9	2,3
Écarts de conversion	-61,8	13,9	-103,3	32,1
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	-41,4	14,2	-73,3	26,7
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	1,1	1,1	1,1	1,1
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,8	0,8	0,8	0,8
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	-40,7	15,0	-72,5	27,5
Résultat global net d'impôt	27,9	63,6	81,4	133,4
Attribuable à :				
Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech	27,8	62,7	81,8	131,8
Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	0,9	-0,4	1,6

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

Etat de la situation financière consolidée

en millions €	30 juin 2025	31 déc. 2024
Actifs non courants		
Ecart d'acquisition	2 888,6	2 907,9
Autres immobilisations incorporelles	1 568,6	1 631,7
Immobilisations corporelles	1 954,0	1 885,2
Immobilisations financières	21,3	24,0
Autres actifs	3,7	3,3
Actifs d'impôts différés	69,1	63,2
	6 505,3	6 515,4
Actifs courants		
Stocks	693,9	684,9
Créances clients	263,8	265,9
Autres actifs financiers	45,8	11,7
Actifs d'impôts exigibles	26,5	33,8
Autres actifs	77,7	65,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	699,3	678,9
	1 807,1	1 741,0
Total actif	8 312,4	8 256,4
en millions €	30 juin 2025	31 déc. 2024
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	4 003,6	3 986,6
Capital social	19,5	19,5
Réserves	1 424,1	1 424,1
Bénéfices non distribués et autres réserves	2 560,1	2 543,1
Participations ne donnant pas le contrôle	35,8	37,2
	4 039,4	4 023,8
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	33,1	33,6
Autres provisions	15,3	15,1
Emprunts et dettes financières	2 684,2	2 684,4
Passifs de loyers	152,1	120,6
Autres passifs financiers	78,3	81,9
Passifs d'impôts différés	363,8	358,2
	3 326,9	3 293,8
Passifs courants		
Provisions	23,6	17,4
Dettes fournisseurs	346,9	310,0
Passifs contractuels	178,1	216,1
Emprunts et dettes financières	110,7	39,5
Passifs de loyers	22,3	25,0
Avantages au personnel	90,4	88,2
Autres passifs financiers	45,2	71,9
Passifs d'impôts exigibles	81,6	123,2
Autres passifs	47,4	47,6
	946,1	938,8
Total capitaux propres et passif	8 312,4	8 256,4

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
Résultat avant impôts	208,0	142,8
Résultat financier	62,2	72,1
Amortissement Dépréciation des immobilisations	155,3	144,9
Variation des provisions	6,6	-3,6
Variation des actifs courants et autres actifs	-30,7	3,9
Variation des stocks	-44,0	88,5
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	-23,5	-66,9
Intérêts reçus	9,9	10,2
Impôts décaissés	-101,2	-122,6
Autres éléments sans impact sur la trésorerie	2,1	2,5
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	244,7	271,7
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-141,2	-189,4
Autres paiements	0,0	0,0
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités; trésorerie nette acquise	-1,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-142,2	-189,4
Produit d'émission d'actions	0,0	1191,4
Intérêts payés	-9,1	-35,0
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-67,1	-67,1
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-0,9	-0,9
Acquisitions des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
Remboursements d'emprunts	-13,7	-840,3
Souscriptions d'emprunts	12,9	13,6
Acquisition Cession d'actions propres	-0,9	-5,6
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-78,9	256,1
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	23,7	338,5
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	-1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	699,3	454,1

Etat de variation des capitaux propres consolidés

en millions €	Capital social	Prime d'émission et autres réserves	Réserves sur opérations de couverture
Solde au 1^{er} janv. 2024	18,4	231,5	10,4
Résultat net de la période	0,0	0,0	0,0
Couvertures des flux de trésorerie	0,0	0,0	-7,7
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	0,0	0,0
Écarts de conversion	0,0	0,0	0,0
Impôts différés	0,0	0,0	2,3
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	-5,4
Résultat global net d'impôt	0,0	0,0	-5,4
Augmentation de capital	1,0	1190,4	0,0
Dividendes	0,0	0,0	0,0
Prix d'acquisition (CellGenix)	0,0	0,0	0,0
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0	0,0
Acquisition Cession d'actions propres	0,0	0,0	0,0
Autres variations	0,0	0,0	0,0
Solde au 30 juin 2024	19,5	1 421,9	5,0
Solde au 1^{er} janv. 2025	19,5	1 424,1	-1,6
Résultat net de la période	0,0	0,0	0,0
Couvertures des flux de trésorerie	0,0	0,0	42,9
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	0,0	0,0
Écarts de conversion	0,0	0,0	0,0
Impôts différés	0,0	0,0	-12,9
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	30,0
Résultat global net d'impôt	0,0	0,0	30,0
Augmentation de capital	0,0	0,0	0,0
Dividendes	0,0	0,0	0,0
Prix d'acquisition (CellGenix)	0,0	0,0	0,0
Acquisition Cession d'actions propres	0,0	0,0	0,0
Autres variations	0,0	0,0	0,0
Solde au 30 juin 2025	19,5	1 424,1	28,5

Réserves pour retraites	Réserves non distribuées	Réserves de conversion	Capitaux propres part du groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
-6,8	2 391,1	-6,2	2 638,5	35,3	2 673,8
0,0	104,0	0,0	104,0	1,9	105,9
0,0	0,0	0,0	-7,7	0,0	-7,7
1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	0,0	32,4	32,4	-0,3	32,1
-0,3	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
0,8	0,0	32,4	27,8	-0,3	27,5
0,8	104,0	32,4	131,8	1,6	133,4
0,0	0,0	0,0	1 191,4	0,0	1 191,4
0,0	-67,1	0,0	-67,1	-0,9	-68,0
0,0	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7
0,0	-5,7	0,0	-5,7	0,0	-5,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-6,0	2 421,6	26,2	3 888,2	36,1	3 924,3
-9,1	2 496,0	57,8	3 986,6	37,2	4 023,8
0,0	154,1	0,0	154,1	-0,1	153,9
0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	42,9
1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	0,0	-103,1	-103,1	-0,3	-103,3
-0,3	0,0	0,0	-13,2	0,0	-13,2
0,8	0,0	-103,1	-72,3	-0,3	-72,5
0,8	154,1	-103,1	81,8	-0,4	81,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-67,1	0,0	-67,1	-0,9	-68,1
0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2
0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9
0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
-8,4	2 585,2	-45,2	4 003,6	35,8	4 039,4

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, la société aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière plus sûre, plus rapide et plus 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 2025 au 30 juin 2025, ont été arrêtés sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 17 juillet 2025.

2. Base de préparation

Les états financiers consolidés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2025 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 2024. 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 2024.

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 2025 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 2024. 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 2024 mentionne la liste des filiales en pages 252-253. Pour la période intermédiaire, le périmètre de consolidation est resté inchangé au 30 juin 2025. Au cours de la période intermédiaire, Accessia Pharma SA a été renommée Sartorius Accessia Pharma SA, Xpress Biologics SA a été renommée Sartorius Xpress Biologics SA et Bio Elpida SAS a été renommée Sartorius Bio Elpida SAS. La forme juridique de Polyplus-Transfection SA a été modifiée et la société a été renommée Sartorius Polyplus SAS.

Pour le calcul de l'impôt sur les résultats, le groupe a appliqué la norme IAS 34.30 c) : qui prévoit de retenir le taux moyen effectif attendu pour l'exercice, appliqué au résultat avant impôts de la période (26%).

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 :

- Amendements à IAS 21 – Absence de convertibilité

Les amendements précisent quand une devise est convertible dans une autre devise ou non. De plus, ils indiquent comment déterminer le taux de change applicable si une devise a été identifiée comme non convertible. Les amendements prévoient également des exigences de publication dans le cas où une devise est considérée comme non convertible.

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

4. Recours aux jugements et à des estimations

En préparant ces états financiers consolidés intermédiaires, la Direction a exercé des jugements, effectué des estimations et fait des hypothèses ayant un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Les jugements et estimations significatifs émis par la direction dans l'application des méthodes comptables du groupe sont restés globalement les mêmes que ceux appliqués aux états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La direction a toutefois observé que l'incertitude générale inhérente aux estimations et aux hypothèses comptables reste plus élevée qu'avant la période du Covid-19, notamment en raison des développements géopolitiques tels que les conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine ou au Moyen-Orient, ainsi que de la volatilité accrue due à l'augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et plusieurs économies de premier plan. En ce qui concerne les conflits militaires susmentionnés, il n'y a pas eu de changements significatifs pour le Groupe depuis les comptes consolidés 2024. La politique douanière des États-Unis, à l'origine des tensions commerciales, et les effets possibles sur le Groupe sont décrits dans le rapport sur les opportunités et les risques. L'impact actuel sur l'actif net, la situation financière et le résultat est limité. Pour le développement commercial du Groupe au premier semestre 2025, il est fait référence au rapport de gestion intermédiaire du Groupe.

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, selon la direction, faussent la rentabilité durable du secteur. Les mesures d'efficacité comprennent principalement les produits et les dépenses liés aux activités de restructuration, comme les indemnités de licenciement, et aux grands projets du groupe, comme les grands projets

informatiques (S4 HANA projet, par exemple). Au cours du premier semestre de 2025, 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 2025	6 mois 2024
Chiffre d'affaires	1 489,6	1 373,2
EBITDA courant du secteur opérationnel	461,9	387,3
Dépréciation et amortissement	-155,3	-144,9
Éléments non récurrents	-36,4	-27,5
EBIT (Résultat opérationnel)	270,2	214,8
Résultat financier	-62,2	-72,1
Résultat avant impôts	208,0	142,8

Éléments non-récurrent

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
Mesures d'efficacité	-32,3	-24,5
Projets de fusions et acquisitions Coûts d'intégration	-5,0	-2,0
Autres	0,8	-1,0
Total	-36,4	-27,5

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 2025	6 mois 2024
EMEA	624,7	574,5
Amériques	541,4	492,4
Asie Pacifique	323,5	306,4
Groupe	1 489,6	1 373,2

en millions €	6 mois 2025	6 mois 2024
Chiffre d'affaires	1 489,6	1 373,2
dont récurrents	1 274,3	1 086,1
dont non récurrents	215,3	287,2

7. Parties liées

Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius AG, dont le siège social se situe à Göttingen, en Allemagne, 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 2024 (pages 292 à 294). 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 2024.

8. 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 2025 et au 31 décembre 2024 selon la norme IFRS 9.

en millions €	Catégories (IFRS 9)	30 juin 2025 Valeur comptable	30 juin 2025 Juste valeur	31 Déc. 2024 Valeur comptable	31 Déc. 2024 Juste valeur
Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées non consolidées	n.a.	13,7	13,7	16,1	16,1
Actifs financiers	Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais du compte de résultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Actifs financiers	Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1,2	1,2	1,0	1,0
Actifs financiers	Mesuré au coût amorti	6,4	6,4	6,9	6,9
Actifs financiers (non-courants)		21,3	21,3	24,0	24,0
Montants dus par les clients pour travaux sous contrats (créances clients)	n.a.	9,6	9,6	17,4	17,4
Créances clients	Mesuré à la juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global	87,5	87,5	47,5	47,5
Créances clients	Mesuré au coût amorti	166,7	166,7	201,1	201,1
Créances clients		263,8	263,8	265,9	265,9
Créances et autres actifs	Mesuré au coût amorti	12,8	12,8	8,2	8,2
Actifs financiers (courant)	Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3,5	3,5	2,6	2,6
Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture*	n.a.	29,5	29,5	0,9	0,9
Autres actifs financiers (courants)		45,8	45,8	11,7	11,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Mesuré au coût amorti	699,3	699,3	678,9	678,9

en millions €	Catégories (IFRS 9)	30 juin 2025 Valeur comptable	30 juin 2025 Juste valeur	31 Déc. 2024 Valeur comptable	31 Déc. 2024 Juste valeur
Emprunts & dettes financières	Passifs financiers évalués au coût amorti	2 794,9	2 939,7	2 724,0	2 882,6
Dettes fournisseurs	Passifs financiers évalués au coût amorti	346,9	346,9	310,0	310,0
Instrument financiers dérivés désignés comme instruments de couverture*	n.a.	0,6	0,6	16,4	16,4
Autres passifs financiers	Passifs financiers à la juste valeur : impact en compte de résultat	0,0	0,0	0,2	0,2
Autres passifs financiers	Passifs financiers évalués au coût amorti	122,9	121,3	137,3	134,2
Autres passifs financiers		123,5	121,9	153,8	150,7

* 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 2025 sont principalement des créances clients faisant partie d'un portefeuille « détenu pour encaissement et vente », ainsi que des dérivés sous forme de contrats à terme. Ces créances clients sont évaluées de la même manière que les créances clients évaluées au coût amorti, en raison de leurs échéances contractuelles courtes et du risques de crédit non significatifs. Les instruments dérivés ont été évalués sur la base de leurs taux de change et des courbes de rendement du marché (niveau 2).

De plus, les instruments financiers évalués à la juste valeur comprennent généralement également les contreparties éventuelles liées aux acquisitions de BIA Separations et Xell (niveau 3), qui sont classées comme des passifs financiers. Au 30 juin 2025, aucune valeur importante n'est attribuée à ces deux passifs. Les changements intervenus depuis le 31 décembre 2024 sont non significatifs. Les modifications réalistes des principales hypothèses n'entraînent pas de paiements futurs.

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 2,7 milliards d'euros souscrits en 2023, 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). L'augmentation des emprunts et dettes financières reflète principalement les charges d'intérêts courues sur ces prêts qui seront payées en septembre 2025.

Le passif lié à l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans Sartorius CellGenix GmbH est évalué selon la méthode du taux d'intérêt effectif, toute variation étant comptabilisée directement dans les capitaux propres. Comme le prix d'achat dépend de l'évolution des ventes, l'évaluation de la juste valeur est attribuée au niveau 3. Le passif lié à l'acquisition des actions restantes s'élève à 76,2 millions d'euros à la date de clôture (31 décembre 2024 : 79,5 millions d'euros). L'hypothèse d'un chiffre d'affaires supérieur (inférieur) de 10% en 2025 entraînerait une augmentation (baisse) du passif à la date de clôture d'environ 2,9 millions d'euros.

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers restants se rapprochent 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.

9. Évènements significatifs postérieurs à la clôture

Loi en faveur d'un programme d'investissement fiscal immédiat en Allemagne

La « Loi pour un programme d'investissement fiscal immédiat visant à renforcer la place économique de l'Allemagne » a été adoptée par le Conseil fédéral le 11 juillet 2025, actant la réduction progressive du taux d'imposition sur les sociétés à partir de l'exercice fiscal 2028. Les états financiers consolidés condensés au 30 juin 2025 ne sont pas impactés et l'allègement fiscal qui en résultera à l'avenir sera ponctuel et ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les états financiers consolidés.

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

10. 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 importante d'actifs n'était à constater au 30 juin 2025.

Passifs éventuels

Le Groupe fait l'objet de procédures judiciaires, de réclamations, de contrôles fiscaux et douaniers, de contentieux avec des employés et autres litiges survenant dans le cadre normal de ses activités. A la date de préparation des états financiers semestriels, la direction ne s'attend pas à ce que les coûts finaux nécessaires pour régler ces affaires aient un effet défavorable significatif sur la situation financière consolidée, le compte de résultat ou les flux de trésorerie du Groupe.

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 » corrigé 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 2024. La distribution totale de dividendes autorisant à verser de 67,1 millions d'euros a été effectuée au premier semestre 2025.

Audit

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2024 : audit des états financiers annuels
- 30 juin 2025 : 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 2025

(Période du 1^{er} janvier 2025 au 30 juin 2025)

Aux Actionnaires

Sartorius Stedim Biotech S.A.

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 2025 au 30 juin 2025, 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 21 juillet 2025

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, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont, à ma connaissance, établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité, figurant aux pages 2 à 24, 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 les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et les 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 2025	16 octobre 2025
Publications des résultats préliminaires pour l'année 2025	Janvier 2026
Publication du Document d'Enregistrement Universel 2025	Février 2026
Assemblée générale annuelle des actionnaires Aubagne, France	Mars 2026
Information trimestrielle janvier à mars 2026	Avril 2026

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

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.