

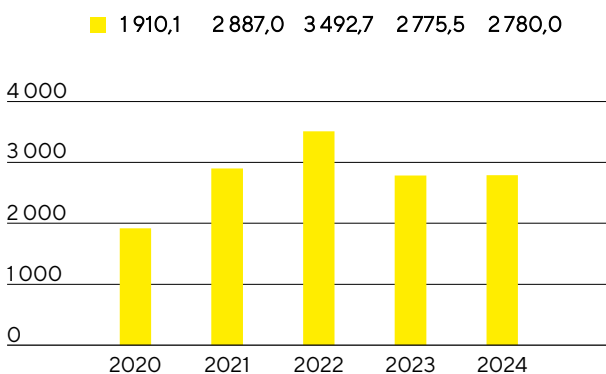
2.4 Évolution des activités du groupe

Chiffre d'affaires et prises de commandes

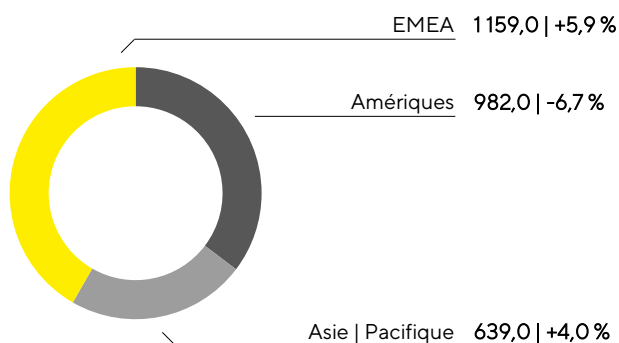
Après une évolution très volatile les années précédentes en raison de la pandémie, la situation commerciale de Sartorius s'est stabilisée en 2024, malgré un contexte difficile qui a duré plus longtemps que prévu dans l'ensemble du secteur des sciences de la vie. Le deuxième semestre, et notamment le dernier trimestre, a été marqué par une amélioration significative par rapport au premier semestre. La tendance dans le secteur des consommables a été de plus en plus favorable, la plupart des clients ayant entre-temps atteint leurs niveaux de stocks cibles, dont certains ont été revus à la baisse à plusieurs reprises, et revenant progressivement à un niveau de commande correspondant à leurs activités de production. Le chiffre d'affaires des produits destinés aux thérapies avancées a également continué à croître à un rythme supérieur à la moyenne. En revanche, les activités liées aux équipements de bioprocédés sont restées modérées, bien que la demande des clients pour les systèmes innovants soit restée stable, par exemple dans le domaine de l'intensification des procédés. L'activité en Chine a également été faible. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 0,6% à taux de change constant¹ pour atteindre 2 780,0 millions d'euros, soit le niveau de l'année précédente (croissance organique² : -0,7%; croissance publiée : +0,2%). Les acquisitions ont contribué à hauteur de 2,4% au chiffre d'affaires.

Les prises de commandes³ ont évolué encore mieux que le chiffre d'affaires, avec une augmentation à deux chiffres de 12,9% à taux de change constant (données publiées : 12,3%) pour atteindre 2 781,6 millions d'euros.

Chiffre d'affaires 2020 à 2024
en millions €



Chiffre d'affaires et variation¹ par zone géographique⁴
en millions € sauf indications particulières



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 Organique : Les chiffres de croissance organique excluent l'impact des fluctuations des taux de change et les changements dans le cadre de la consolidation.

3 Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré.

4 Selon la localisation des clients.

Pour l'exercice 2024, la performance commerciale varie en fonction des régions. La zone EMEA, qui a représenté environ 42% du chiffre d'affaires total du groupe, a connu la plus forte progression, avec une hausse de 5,9% du chiffre d'affaires, pour atteindre 1 159,0 millions d'euros. Dans la région Amériques, le chiffre d'affaires a reculé à 982,0 millions d'euros (soit une baisse de 6,7%), en raison notamment de la faiblesse des activités d'investissement des clients. Cette région a représenté environ 35% du chiffre d'affaires total du

groupe. Malgré la faiblesse persistante du marché chinois, la région Asie | Pacifique a progressé de 4,0 % pour atteindre 639,0 millions d'euros, représentant ainsi 23 % du chiffre d'affaires total du groupe.

Sauf mention contraire, tous les taux de croissance des régions sont indiqués à taux de change constant.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'évolution du chiffre d'affaires par région dans le tableau de la page 262 des notes.

Chiffre d'affaires et prises de commandes

en millions €	2024	2023	Δ en % déclaré	Δ en % à taux de change constant
Chiffre d'affaires	2780,0	2775,5	0,2	0,6
Prises de commandes	2781,6	2476,1	12,3	12,9

Charges et produits

Au cours de l'exercice considéré, le coût des ventes s'est élevé à 1573,3 millions d'euros, soit un niveau légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent (+2,1%). Cette évolution s'explique principalement par une plus faible utilisation des capacités dans le cadre de la réduction prévue des stocks et par des amortissements plus élevés suite à l'acquisition de Polyplus, qui n'a été consolidée qu'à partir de juillet 2023 au cours de la période de comparaison. Le ratio du coût des ventes correspondant était de 56,6 % contre 55,5 % l'exercice précédent.

Les frais commerciaux et de distribution ont augmenté pour atteindre 479,8 millions d'euros (contre 448,9 millions d'euros l'exercice précédent), tandis que le ratio de ces frais par rapport au chiffre d'affaires a augmenté à 17,3 % en glissement annuel (contre 16,2 % l'exercice précédent). Les dépenses en recherche et développement ont augmenté de 11,3 % pour atteindre 144,1 millions d'euros au cours de l'exercice considéré, sous l'influence notamment de la hausse des charges de personnel et de la dépréciation des projets de développement qui ont été arrêtés ; le ratio R&D correspondant (ratio des dépenses de R&D rapportées au chiffre d'affaires) était de 5,2 % (contre 4,7 % l'exercice précédent). Les frais généraux sont restés globalement stables, à 168,7 millions d'euros (+1,0 %) ; le ratio correspondant (frais généraux/chiffre d'affaires) s'est établi à 6,1 % en 2024 (exercice précédent : 6,0 %). Les chiffres de l'exercice précédent ont été légèrement ajustés en fonction de la répartition définitive du prix d'acquisition pour Polyplus.

Les charges et produits qui n'ont pas pu être alloués à un domaine fonctionnel sont comptabilisés dans le solde des autres produits et charges, qui s'élève à - 43,6 millions d'euros en 2024, contre -39,1 millions d'euros durant l'exercice antérieur, et comprend un produit net de 5,0 millions d'euros (exercice précédent : charges nettes de 6,8 millions d'euros) imputables aux effets de valorisation et à la réalisation des couvertures de change.

Le résultat opérationnel (EBIT) a ainsi reculé de 17,6 % à 370,6 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent ; la marge correspondante s'est établie à 13,3 % (exercice précédent : 16,2 %). Cette évolution reflète la hausse des amortissements résultant de la consolidation de Polyplus sur l'ensemble de l'exercice ainsi que l'augmentation des éléments non récurrents de -106,7 millions d'euros (exercice précédent : -99,1 millions d'euros). Ces augmentations résultent principalement des dépenses liées aux mesures d'efficacité, qui se sont superposées aux économies réalisées au cours de l'exercice considéré, ainsi que des dépenses liées à divers projets d'entreprise ou aux dernières acquisitions. L'évolution de l'EBIT s'explique également par la baisse de la marge brute, due à l'augmentation des amortissements, à la réduction de l'utilisation des capacités susmentionnée et à l'augmentation des charges d'exploitation dans les domaines de la vente et de la recherche et développement.

Le résultat financier s'élève à -151,3 millions d'euros en 2024, contre -47,6 millions d'euros l'exercice précédent. Le résultat de l'exercice précédent était influencé par des revenus sans effet sur la trésorerie de 71,5 millions d'euros correspondant principalement à l'évaluation à la date de clôture de l'exercice du passif « earn-out » en actions suite à l'acquisition de BIA Separations. Cet effet a été en grande partie éliminé au cours de l'exercice considéré et s'est élevé à 1,6 million d'euros. Après correction de ce facteur, les coûts de financement nets ont augmenté à -152,9 millions d'euros (exercice précédent : -119,0 millions d'euros), principalement en raison de paiements d'intérêts plus élevés que l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice considéré, les charges fiscales se sont élevées à 40,7 millions d'euros (contre 89,2 millions d'euros l'année précédente). Rapporté au résultat déclaré avant impôts, le taux d'imposition s'est établi à 18,6 % (exercice précédent : 22,2 %).

Le résultat net a baissé de 42,9 %, à 178,5 millions d'euros (contre 312,7 millions d'euros l'exercice précédent) et le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a chuté de 43,6 % pour atteindre 175,1 millions d'euros (contre 310,3 millions d'euros l'exercice précédent).

Compte de résultats

en millions €	2024	2023	Δ en %
Chiffre d'affaires	2 780,0	2 775,5	0,2
Coût des ventes	-1 573,3	-1 541,5	-2,1
Marge brute	1 206,7	1 234,0	-2,2
Frais commerciaux et de distribution	-479,8	-448,9	-6,9
Frais de recherche et développement	-144,1	-129,5	-11,3
Frais généraux	-168,7	-167,1	-1,0
Autres produits et charges opérationnels	-43,6	-39,1	-11,4
Résultat opérationnel (EBIT)	370,6	449,5	-17,6
Produits financiers	45,4	94,4	-51,9
Charges financières	-196,7	-141,9	-38,6
Résultat financier	-151,3	-47,6	n.s.
Résultat avant impôts	219,2	401,9	-45,5
Impôts sur les bénéfices	-40,7	-89,2	54,3
Résultat net	178,5	312,7	-42,9
Attribuable à :			
Part SSB S.A.	175,1	310,3	-43,6
Participations ne donnant pas le contrôle	3,4	2,4	41,4

Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du coût d'acquisition pour Polyplus.

Résultat

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA, résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Pour donner une image complète et transparente de la rentabilité récurrente du groupe, à même de soutenir également la comparaison sur le plan international, le résultat est corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant). Pour plus d'informations sur les définitions, se reporter au glossaire, à la page 360.

Rapprochement entre présentation retraitée et EBITDA courant

en millions €	2024	2023
EBIT	370,6	449,5
Éléments non récurrents	106,7	99,1
Dépréciations et amortissements	301,7	236,8
EBITDA courant	779,0	785,4

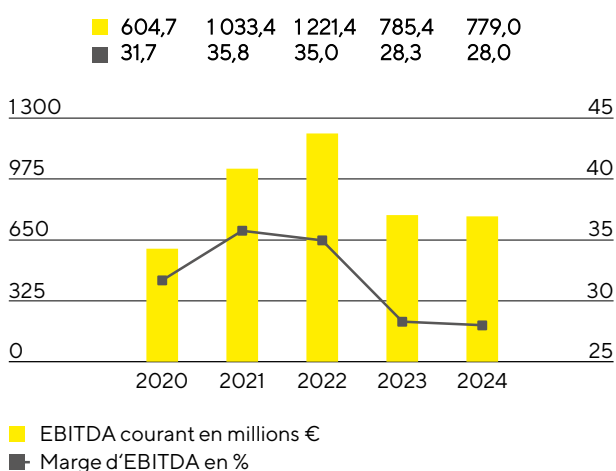
Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du coût d'acquisition pour Polyplus.

Éléments non récurrents

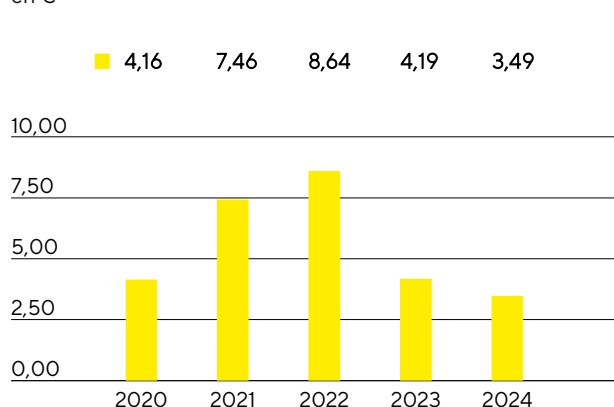
en millions €	2024	2023
Mesures d'efficience	-96,3	-74,2
Projets de fusions et acquisitions Coûts d'intégration	-7,8	-21,1
Autres	-2,6	-3,8
Groupe	-106,7	-99,1

S'établissant à 779,0 millions d'euros, l'EBITDA courant au cours de l'exercice considéré est presque au même niveau que celui de l'exercice précédent (785,4 millions d'euros). La marge correspondante s'élève à 28,0 % (contre 28,3 % l'exercice précédent) et est donc restée à un niveau élevé. L'effet défavorable de la réduction prévue des stocks propres et de la baisse de l'utilisation des capacités qui en découle a été compensé par les contributions positives du programme d'efficacité.

EBITDA courant¹ et marge



Résultat net courant par action²



¹ EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents

² Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Le résultat net courant du groupe après participations ne donnant pas le contrôle a baissé, passant de 385,9 millions d'euros en 2023 à 337,5 millions d'euros durant l'exercice 2024. Ce chiffre constitue la base du résultat à attribuer et est déterminé par retraitement des éléments non récurrents et élimination des amortissements de 116,7 millions d'euros (exercice antérieur : 90,3 millions d'euros). Il s'appuie sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés (voir le glossaire). Le résultat net courant par action a chuté de 16,7 %, passant de 4,19 euros un an auparavant à 3,49 euros.

en millions €	2024	2023 ¹
EBIT (résultat opérationnel)	370,6	449,5
Éléments non récurrents	106,7	99,1
Amortissement IFRS 3	116,7	90,3
Résultat financier normalisé²	-133,2	-114,1
Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %) ³	-119,8	-136,4
Résultat net courant	340,9	388,3
Participations ne donnant pas le contrôle	-3,4	-2,4
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	337,5	385,9
Résultat net courant par action (en €)	3,49	4,19

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du coût d'acquisition pour Polyplus.

2 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement et au changement dans l'évaluation du passif « earn-out »

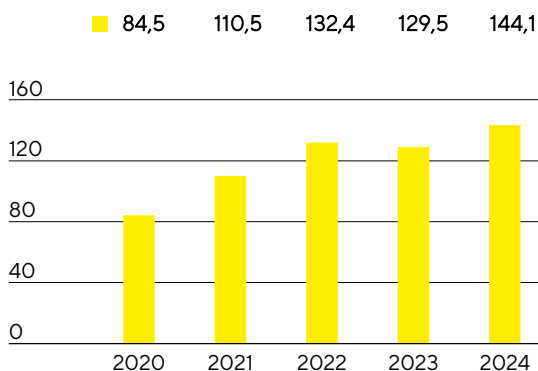
3 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements

Voir le glossaire en page 360 pour la définition des agrégats mentionnés ci-dessus.

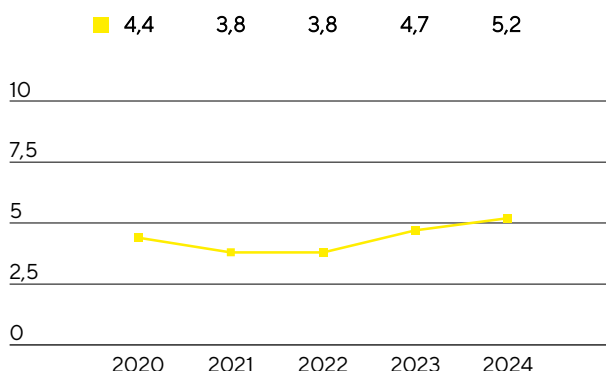
Recherche et développement

Sartorius Stedim Biotech élargit ses groupes de produits existants grâce à l'innovation et au développement continus, tout en améliorant son portefeuille de produits par l'intégration de nouvelles technologies et la coopération. En 2024, le groupe a dépensé 144,1 millions d'euros en recherche et développement (R&D), ce qui représente une hausse de 11,3 % par rapport à l'investissement de 129,5 millions d'euros de l'année précédente. Le ratio des dépenses de R&D rapportées au chiffre d'affaires s'élève à 5,2 % (contre 4,7 % l'exercice précédent). Le ratio R&D brut de 8,0 % est supérieur à celui de l'exercice antérieur (7,4 %) ; Ce ratio est encore plus représentatif des dépenses d'innovation et inclut les coûts de développement capitalisés de 79,6 millions d'euros (exercice précédent : 75,4 millions d'euros) publiés dans l'état de la situation financière.

Frais de recherche et développement
en millions €



Frais de recherche et développement
en % du chiffre d'affaires



Pour préserver son savoir-faire, Sartorius Stedim Biotech poursuit une politique de protection ciblée des droits sur la propriété, aussi bien intellectuelle qu’industrielle. L’entreprise contrôle systématiquement le respect de ces droits et vérifie la nécessité de leur maintien d’un point de vue du rapport coûts/bénéfices.

Le nombre de demandes de protection des droits de propriété intellectuelle a été de 158 en 2024, contre 216 l’exercice précédent. Suite aux demandes déposées les années précédentes, 351 brevets et marques ont été accordés au groupe (exercice précédent : 307). À la date de clôture de l’exercice, le portefeuille comptait un total de 5 398 brevets et marques (exercice précédent : 4 913).

	2024	2023
Nombre de brevets et de marques déposés	158	216
Nombre de brevets et de marques enregistrés	351	307

Dépenses d’investissement

Au cours de l’exercice considéré, Sartorius Stedim Biotech a poursuivi son programme d’investissement pluriannuel qui, outre l’élargissement des capacités de recherche et de production, vise à diversifier davantage le réseau de production et à le rendre plus flexible. Le rythme de mise en œuvre des différentes mesures a été adapté à l’évolution de la demande et le calendrier global a été prolongé. Avec 339,8 millions d’euros, les dépenses d’investissement en 2024 ont été nettement inférieures au chiffre de 473,6 millions d’euros de l’exercice précédent, et le ratio correspondant des dépenses d’investissement (Capex) sur le chiffre d’affaires a diminué à 12,2% (exercice précédent : 17,1%).

Parmi les projets les plus importants de l’exercice considéré, on retrouve l’augmentation de la capacité de production de poches stériles jetables sur le site d’Aubagne, en France, où un entrepôt plus grand est également en cours de construction.

À Göttingen, en Allemagne, le développement de la capacité de production de membranes et de filtres s’est poursuivi tandis que des laboratoires supplémentaires ont été créés pour le développement des produits.

D’autres investissements ont également été réalisés sur le site de Fribourg, en Allemagne, où un centre d’excellence pour les composants utilisés dans la fabrication de thérapies cellulaires et géniques est en cours de construction.

Afin de mieux répondre à la demande des clients, en particulier dans la région Asie | Pacifique, et d’accroître la création de valeur régionale, Sartorius a poursuivi, au cours de l’exercice considéré, la construction de la nouvelle usine de Songdo, en Corée du Sud. Une fois le projet achevé, les milieux de culture cellulaire et les consommables stériles y seront produits. Par ailleurs, un centre technologique dédié aux démonstrations produites et aux consultations à l’attention des clients ainsi que des laboratoires sont prévus pour ce nouveau site, en plein cœur d’un centre biopharmaceutique.

Sartorius Stedim Biotech finance principalement son programme d’investissement par les flux de trésorerie opérationnels et la trésorerie disponible.

Dépenses d'investissement

En millions €, sauf indications particulières	2024	2023
Chiffre d'affaires	2780,0	2775,5
Dépenses d'investissement	339,8	473,6
Investissements en % du chiffre d'affaires	12,2	17,1

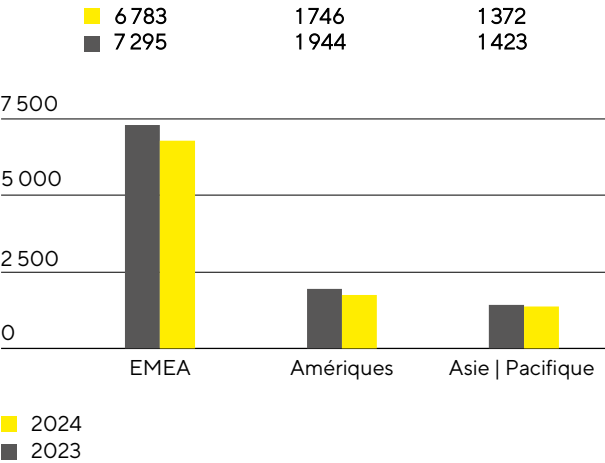
Salariés

Le chapitre suivant contient des informations en gris qui sont typiques d'un rapport de gestion et qui couvrent également les exigences en matière de rapports prévues par l'ESRS.

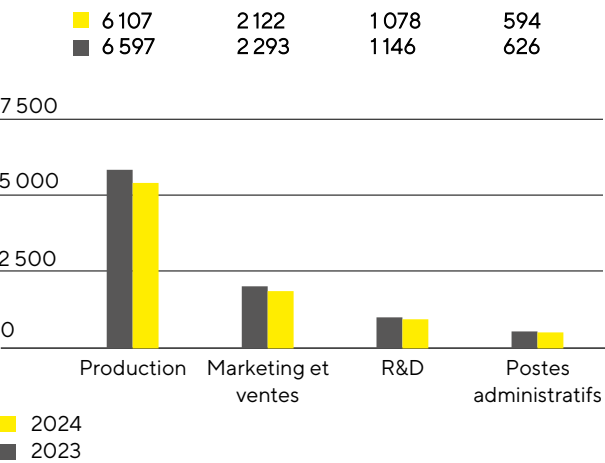
Les chiffres suivants concernent l'ensemble des collaborateurs de Sartorius Stedim Biotech, à l'exception des alternants, des stagiaires, des salariés absents et des salariés en préretraite. Les chiffres relatifs aux salariés sont indiqués en termes d'effectifs et non en termes d'équivalents temps plein.

[ESRS 2 SBM-1.40 a) iii.] Au 31 décembre 2024, Sartorius Stedim Biotech comptait un total de 9 901 salariés répartis dans 29 pays dans le monde. Cela représente 761 salariés ou 7,1 % de moins qu'au 31 décembre 2023. Cette réduction est principalement imputable à l'expiration de contrats de travail à durée déterminée et à la rotation naturelle du personnel.

Effectifs par région



Effectifs par fonction



ESRS 2 SBM-1.40 a) iii.] Le nombre de salariés dans la zone EMEA a baissé de 7,0 % en 2024 par rapport à décembre 2023, ce qui porte le chiffre à 6 783. En France, Sartorius Stedim Biotech comptait 1 409 salariés à la fin de l'exercice considéré, ce qui correspond à 14,2 % de l'effectif total.

Au 31 décembre 2024, Sartorius Stedim Biotech comptait 1 746 collaborateurs dans la région Amériques, ce qui représente une baisse de 10,2 %. Le nombre de salariés dans la région Asie | Pacifique a chuté de 3,6 % pour s'établir à 1 372.

Fin 2024, environ 62 % des salariés de Sartorius Stedim Biotech travaillaient dans le domaine de la production. Les effectifs ont baissé de 7,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6 107.

À la fin de l'année, 2 122 personnes étaient employées dans le domaine du marketing et des ventes, soit une baisse de 7,5% et une part d'environ 21% du total des effectifs.

Près de 11% de l'ensemble des salariés travaillaient dans la R&D. Cela correspond à une baisse de 5,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui porte le nombre total de salariés dans ce domaine à 1 078.

À la date de clôture de l'exercice, 594 personnes occupaient des postes administratifs. Cela correspond à une baisse de 5,1% par rapport à la même date de l'exercice précédent et de 6 % de l'ensemble des salariés de Sartorius Stedim Biotech.

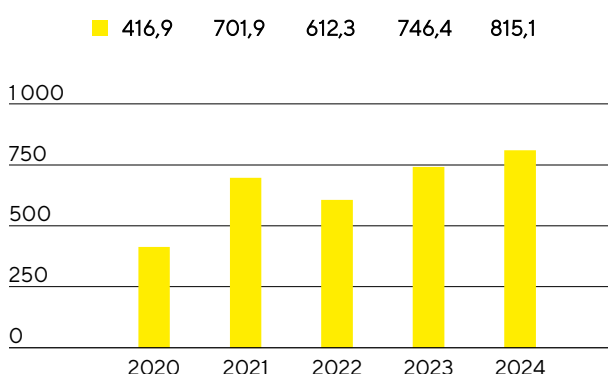
Pour plus d'informations sur les collaborateurs, voir la État de durabilité à partir de la page 86.

2.5 Patrimoine et situation financière

Flux de trésorerie

Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle a augmenté de 9,2 % pour s'établir à 815,1 millions d'euros en 2024 (exercice précédent : 746,4 millions d'euros). Outre l'évolution des recettes, cette évolution reflète l'attention particulière portée à l'optimisation du fonds de roulement¹.

Trésorerie nette de l'activité opérationnelle
en millions €



Sur la base de facteurs de croissance essentiellement intacts sur les marchés finaux et de ses objectifs de croissance à moyen terme, Sartorius Stedim Biotech a poursuivi son programme d'investissement pluriannuel, bien que le calendrier de certains projets d'expansion ait été en partie ajusté pour tenir compte de la situation respective de la demande. Les sorties de trésorerie liées aux opérations d'investissement ont diminué comme prévu de 29,4%, pour atteindre 340,0 millions d'euros (exercice précédent : -481,8 millions d'euros). Aucune acquisition n'ayant été réalisée en 2024, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et aux acquisitions se sont également élevés à -340,0 millions d'euros, alors que le chiffre de -2 722,7 millions d'euros de l'année précédente avait été fortement impacté par les dépenses liées aux acquisitions dans le cadre du rachat de Polyplus.

Suite à l'augmentation de capital réussie en février 2024, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 84,9 millions d'euros, contre 1 986,1 millions d'euros l'année précédente. Ce chiffre inclut également le versement de dividendes à hauteur de 68,0 millions d'euros pour l'exercice 2023 (année antérieure : 133,9 millions d'euros). La majeure partie du produit de l'augmentation de capital de 1,2 milliard d'euros (voir Notes, section 22) a été utilisée pour rembourser les emprunts contractés auprès de la société mère Sartorius AG et de sa filiale Sartorius Finance B.V.

¹ Somme des stocks et des créances clients

Tableau de flux de trésorerie

en millions €	2024	2023
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	815,1	746,4
- dont variation du fonds de roulement net	214,2	201,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et aux acquisitions	-340,0	-2722,7
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	84,9	1986,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	678,9	116,6
Endettement brut	2869,5	3681,8
Endettement net	2190,6	3565,2

État consolidé de la situation financière

Le total du bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté de 526,4 millions d'euros à 8 256,4 millions d'euros à la fin de l'exercice 2024. Cette augmentation s'explique en grande partie par la hausse des immobilisations de 200,5 millions d'euros pour atteindre 6 515,4 millions d'euros, principalement en raison de l'augmentation des immobilisations corporelles due à la poursuite du programme d'investissement pluriannuel. S'établissant à 1 741,0 millions d'euros, les actifs circulants ont également augmenté par rapport à l'année précédente (1 415,1 millions d'euros), principalement en raison de l'augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la suite de l'augmentation réussie de capital réalisée début février 2024, qui a généré un produit net de 1,2 milliard d'euros. En revanche, une réduction significative des stocks résultant d'une gestion ciblée du fonds de roulement a conduit à une réduction du fonds de roulement à 950,8 millions d'euros au 31 décembre 2024 (contre 1 176,1 millions d'euros l'année précédente).

Chiffres clés du besoin en fonds de roulement

en nombre de jours		2024	2023
Rotation des stocks			
Stocks chiffre d'affaires ¹	x 360	89	113
Rotation des créances clients			
Créances clients chiffre d'affaires ¹	x 360	34	38
Rotation des dettes fournisseurs			
Dettes fournisseurs et passifs contractuels chiffre d'affaires ¹	x 360	68	64
Rotation du fonds de roulement			
Besoin en fonds de roulement net ² chiffre d'affaires ¹	x 360	55	87

1 Y compris le chiffre d'affaires pro forma des acquisitions en 2023.

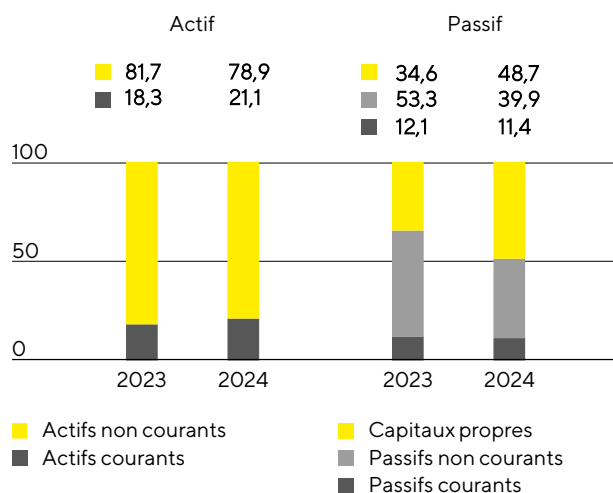
2 Somme des stocks et des créances clients moins les dettes fournisseurs et les engagements contractuels.

En raison notamment de l'augmentation de capital susmentionnée, les capitaux propres ont augmenté de 1350,0 millions d'euros pour s'établir à 4 023,8 millions d'euros à la fin de l'exercice. Le ratio de capitaux propres, à savoir le rapport des capitaux propres sur le total bilan, a augmenté pour atteindre 48,7 % (exercice précédent : 34,6 %).

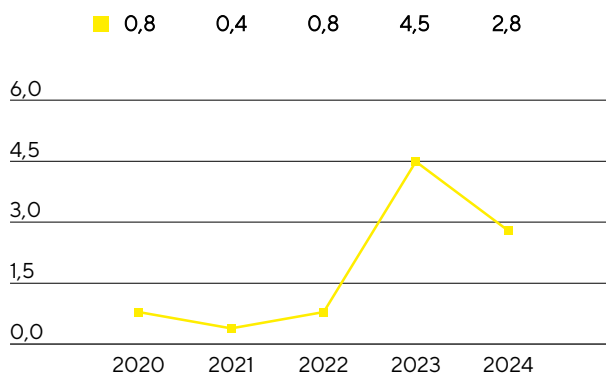
Les passifs non courants du groupe ont diminué, passant de 4 119,0 millions d'euros à 3 293,8 millions d'euros au cours de l'exercice considéré, ce qui s'explique principalement par le remboursement anticipé de prêts à

l'aide des produits issus des mesures relatives aux capitaux propres. Les dettes à court terme ont augmenté légèrement de 1,5 millions d'euros pour s'établir à 938,8 millions d'euros.

Structure du bilan¹ en %



Ratio endettement net² | EBITDA courant³



1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du coût d'acquisition pour Polyplus.

2 L'endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions ; 2024 : 79,6 millions d'euros, 2023 : 80,6 millions d'euros, 2022 : 245,1 millions d'euros, 2021 : 518,7 millions d'euros, 2020 : 127,8 millions d'euros.

3 L'EBITDA inclut l'EBITDA courant pro forma des acquisitions pendant cette période.

L'endettement brut, qui est constitué principalement des emprunts auprès de la société mère Sartorius AG et de sa filiale Sartorius Finance B.V. et des dettes de location, a diminué pour atteindre 2 869,5 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 3 681,8 millions d'euros à fin 2023. Quant à l'endettement net (à savoir l'endettement brut moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie), il s'est élevé à 2 190,6 millions d'euros contre 3 565,2 millions d'euros un an plus tôt. Cette réduction résulte principalement de l'augmentation de capital et du remboursement de prêts qui y est associé, ainsi que de l'augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Au vu de la capacité de financement de la dette de Sartorius Stedim Biotech, le ratio endettement net/EBITDA courant est un indicateur clé. Il est calculé comme le rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période. Au 31 décembre 2024, ce ratio de levier s'est amélioré pour atteindre 2,8 (année précédente : 4,5), suite à l'augmentation de capital et aux ajustements du calendrier de certains projets d'expansion.

Calcul de l'endettement financier net et Ratio endettement net | EBITDA courant

en millions €	2024	2023
Non courants		
Emprunts et autres dettes financières	2 684,4	3 509,7
Dettes de location-financement	120,6	93,1
Courants		
Emprunts et autres dettes financières	39,5	57,7
Dettes de location-financement	25,0	21,4
Endettement brut	2 869,5	3 681,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	678,9	116,6
Endettement net	2 190,6	3 565,2
EBITDA courant (12 mois)	779,0	785,4
+ EBITDA courant pro forma (12 mois)	0,0	14,7
EBIDTA courant pro forma (12 mois)	779,0	800,0
Ratio endettement net EBITDA courant⁸	2,8	4,5

Financement | Trésorerie

Sartorius Stedim Biotech répond à ses besoins de financement opérationnels et stratégiques par une combinaison de flux de trésorerie opérationnelle et d'endettement à court, moyen et long termes. L'objectif est d'assurer la flexibilité financière et de réduire les risques financiers du groupe, tout en optimisant les coûts de financement associés (voir Note 37 pour plus de détails).

Au 31 décembre 2024, la flexibilité financière de la société est principalement soutenue par la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'un montant total de 678,9 millions d'euros, ainsi que par une ligne de crédit de 260 millions d'euros fournie par la société mère Sartorius AG, dont 0,2 million d'euros ont été utilisés. Le groupe avait accès à des lignes de crédit bilatérales à court terme fournies par des banques jusqu'à nouvel ordre à des taux d'intérêt variables. Ces facilités ont atteint environ 111 millions d'euros et n'ont pas été utilisées de manière significative. L'ensemble de ces ressources permet de s'assurer que les entités du Groupe disposent de fonds suffisants pour couvrir les besoins de financement à court terme (voir Note 41 pour plus de détails).

Les instruments de financement à long terme sont principalement fournis sous forme de prêts par la société mère Sartorius AG et sa filiale Sartorius Finance B.V., une entité entièrement détenue et contrôlée par Sartorius AG. À la date de clôture de l'exercice, le montant de l'ensemble des conventions de crédit non remboursées s'élevait à 2,7 milliards d'euros, toutes à des taux d'intérêt fixes, avec une large fourchette d'échéances allant jusqu'à 2035 (voir Note 32 pour plus de détails).

Le financement de la société a été complété au cours de l'exercice considéré par une augmentation de capital dont les produits nets s'élèvent à 1,2 milliard d'euros. Ces fonds ont été utilisés pour rembourser par anticipation plusieurs prêts accordés par Sartorius AG et sa filiale Sartorius Finance B.V. et pour renforcer la position de liquidité (voir Note 22 pour plus de détails).

Les principaux risques financiers sont les risques de change et les risques de taux d'intérêt. La société a recours à des opérations de couverture pour atténuer les effets des fluctuations des taux de change dans le cadre de ses activités commerciales au niveau mondial (voir Note 39 pour plus de détails). À la fin de l'exercice, le montant des contrats de change s'élevait à environ 419,8 millions d'euros, pour une valeur de marché négative de 15,5 millions d'euros. Il n'y avait pas de couvertures des taux d'intérêt à la date de clôture (voir Note 40 pour plus de détails).

Évaluation de la situation économique

Les perspectives d'affaires publiées en janvier 2024 reposaient notamment sur l'hypothèse que la dynamique positive de la demande observée au second semestre 2023 se poursuivrait. Contrairement à cette attente, le secteur des sciences de la vie a présenté un tableau mitigé au premier semestre 2024, sans dynamique positive stable. Dans certains groupes de produits du segment des consommables, par exemple, la faiblesse de la demande a persisté plus longtemps que prévu, principalement en raison des multiples corrections imprévisibles des stocks cibles du côté client. De plus, les clients de l'ensemble du secteur ont continué à freiner leurs investissements dans les équipements de bioprocédés, et le marché chinois est demeuré à un niveau bas. Compte tenu des performances commerciales du premier semestre, qui n'avaient pas été à la hauteur des attentes, la direction de l'entreprise a ajusté ses prévisions de croissance et de bénéfices pour le groupe en juillet 2024. Au troisième trimestre, la demande s'est redressée et s'est encore renforcée au dernier trimestre.

En raison de la dynamique décrite ci-dessus, le chiffre d'affaires du groupe en 2024 a été légèrement supérieur à celui de l'année précédente, avec une augmentation à taux de change constant de 0,6% à 2 780,0 millions d'euros (données publiées : +0.2%), et conforme aux prévisions ajustées de juillet, alors que les prévisions initiales de janvier n'ont pas été atteintes. La marge d'EBITDA courant correspondante de 28,0% se situe dans la fourchette publiée en juillet et est donc inférieure aux prévisions de janvier.

Comme prévu, le ratio de l'endettement net sur l'EBITDA courant a chuté à 2,8 au cours de l'exercice considéré, conformément aux prévisions de janvier et juillet.

À 12,2%, le ratio des dépenses d'investissement sur le chiffre d'affaires a également été inférieur au niveau de l'exercice précédent et conforme aux prévisions de janvier et juillet, reflétant les ajustements du rythme de mise en œuvre des différents projets d'expansion.

Comparaison entre données prévisionnelles et données réelles pour l'exercice 2024

	Réel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Réel
	2023	Janvier 2024	Avril 2024	Juillet 2024	2024
Groupe Sartorius Stedim Biotech					
				Au niveau de l'année précédente, une fourchette d'évolution du chiffre d'affaires comprise entre un pourcentage négatif faible à un chiffre et un pourcentage positif faible à un chiffre	
Croissance des ventes ¹	-18,7%	Pourcentage moyen à élevé à un chiffre	Pourcentage moyen à élevé à un chiffre		0,6%
Marge d'EBITDA courant en %	28,3%	Supérieure à 30%	Supérieure à 30%	27 à 29%	28,0%
Ratio d'endettement net sur EBITDA courant	4,5	~3,5 ²	légèrement en dessous de 2,5 ²	2,5 ² à 3,0 ²	2,8
Investissements en % du chiffre d'affaires	17,1%	~13,0%	~13,0%	~12,0%	12,2%

¹ À taux de change constant

² Ne tient pas compte des acquisitions potentielles

Les prévisions de juillet pour le groupe ont été entièrement confirmées dans le rapport financier non audité sur les chiffres des neuf premiers mois à fin septembre 2024.