

2.4 Évolution des activités du groupe

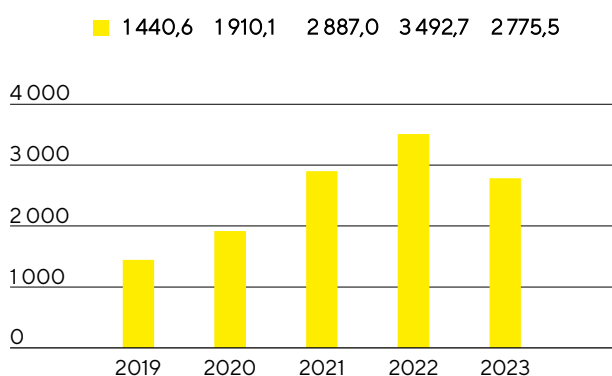
Chiffre d'affaires et prises de commandes

Après une forte dynamique de croissance supplémentaire dans les années 2020 à 2022 due à l'activité extraordinaire et à l'accumulation de stock par les clients, la normalisation temporaire de la demande à laquelle s'attendait la direction de l'entreprise est apparue durant l'exercice sous revue. Elle fut plus importante qu'escomptée en début d'année et les stocks des clients ont également mis plus de temps que prévu à se réduire, ce qui a conduit tout le secteur des sciences de la vie à réviser ses prévisions à de multiples reprises. D'autres facteurs, qui ont concerné toute l'industrie, ont aussi eu un effet défavorable, par exemple des niveaux de production relativement faibles, l'arrêt presque total des activités en Russie et des investissements globalement modestes des clients, principalement en Chine et aux États-Unis. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 18,7% à taux de change constant¹ (baisse organique² : -20,7% ; baisse déclarée : -20,5%) pour atteindre 2 775,5 millions d'euros. L'acquisition récente d'Albumedix, de Polyplus et de l'activité chromatographie de Novasep a apporté les résultats attendus et contribué à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à la croissance non organique. En excluant les activités liées à la pandémie, la baisse à taux de change constant s'établit à environ 14%.

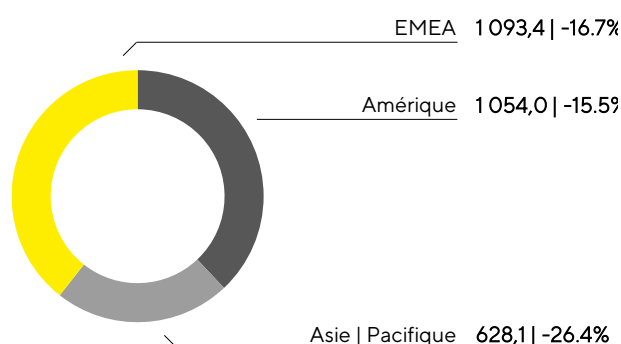
La faiblesse temporaire de l'environnement commercial s'est reflétée de manière encore plus significative dans les prises de commandes³, en recul de 23,6% à taux de change constant (baisse déclarée : -25,3%) à 2 476,1 millions d'euros pour l'exercice considéré. Parallèlement à la réduction des stocks menée avec succès par les clients, l'activité a commencé à reprendre à la fin du troisième trimestre, de sorte que les prises de commandes dépassent légèrement le chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Vous trouverez une comparaison de l'évolution effective des activités et des prévisions en page 40

Chiffre d'affaires 2019 à 2023
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

En termes de développement régional, le chiffre d'affaires a baissé dans toutes les zones en raison de la normalisation de la demande et de la référence élevée que représentait l'exercice précédent en raison de la pandémie.

Dans la zone EMEA, qui constitue environ 39% du chiffre d'affaires du groupe, les ventes se sont établies à 1 093,4 millions d'euros, soit un recul de 16,7% par rapport à l'année précédente, fortement marquée par les commandes des fabricants de vaccins. L'arrêt des activités avec les clients russes a freiné la croissance d'un peu moins de 4 points de pourcentage.

En raison de la réduction des stocks et de faibles investissements par les clients aux États-Unis, le chiffre d'affaires s'élève à 1 054,0 millions d'euros (-15,5%) sur le continent américain, soit environ 38% du chiffre d'affaires total du groupe.

Encore plus visible en Chine, la réticence à investir a entraîné une baisse importante du chiffre d'affaires. Cette évolution a également eu un impact significatif sur l'activité dans la zone Asie | Pacifique dans son ensemble, où le CA s'établit à 628,1 millions d'euros (-26,4%), soit environ 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 153 des notes.

Chiffre d'affaires et prises de commandes

en millions €	2023	2022	Δ en % déclaré	Δ en % à taux de change constant
Chiffre d'affaires	2 775,5	3 492,7	-20,5	-18,7
Prises de commandes	2 476,1	3 314,8	-25,3	-23,6

Évolution des charges et produits

En 2023, le coût des ventes a chuté de 8% pour s'établir à 1 542,0 millions d'euros. Le ratio correspondant (coût des ventes/chiffre d'affaires) est passé à 55,6% contre 48% l'année précédente. Cette baisse est principalement due à un volume d'affaires moindre et aux effets négatifs du mix produits.

Les frais commerciaux et de distribution sont restés quasi stables à 449,1 millions d'euros (exercice précédent : 449,7 millions d'euros), mais le ratio de ces frais par rapport au chiffre d'affaires a grimpé à 16,2% en glissement annuel (exercice précédent : 12,9%) en raison de la baisse des ventes. Les dépenses de recherche et développement ont chuté de 2,2% pour s'établir à 129,5 millions d'euros pour l'exercice considéré. Le ratio correspondant (dépense de R&D/chiffre d'affaires) s'élève ainsi à 4,7% (exercice précédent : 3,8%). Les frais généraux ont augmenté de 3%, à 167,1 millions d'euros ; le ratio correspondant (frais généraux/chiffre d'affaires) s'établit à 6% en 2023 (exercice précédent : 4,6%). Les éléments non récurrents explicitement imputables aux domaines fonctionnels sont portés au compte de chaque domaine fonctionnel depuis l'exercice 2023. Les chiffres de l'exercice précédent ont été retraités en conséquence.

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. Ce chiffre s'est élevé à -39,1 millions d'euros en 2023, contre -77,8 millions d'euros durant l'exercice antérieur, et inclut également des dépenses nettes de 6,8 millions d'euros (exercice précédent :

-41,2 millions d'euros) imputables aux effets de valorisation et à la réalisation des couvertures de change, en particulier en raison de l'évolution du taux de change du dollar.

Le résultat opérationnel (EBIT) a reculé de 54,9% en glissement annuel pour s'établir à 448,7 millions d'euros, la marge correspondante s'élevant à 16,2% (exercice précédent : 28,5%). Cette évolution est principalement due à la baisse de la marge brute.

Le résultat financier s'élève à -47,6 millions d'euros en 2023 contre 135,2 millions d'euros en 2022. Il inclut un résultat sans effet sur la trésorerie de 71,5 millions d'euros correspondant principalement à l'évaluation à la date de clôture de l'exercice de la dette liée à l'earn out en actions suite à l'acquisition de BIA Separations (exercice précédent : 148,9 millions d'euros). Après correction de cet effet, la hausse des charges financières nettes restantes a été entre autres provoquée par l'accroissement de l'endettement dû aux toutes dernières acquisitions.

En 2023, les charges fiscales ont atteint 89,0 millions d'euros (année antérieure : 250,5 millions d'euros). Rapporté au résultat déclaré avant impôts, le taux d'imposition s'est établi à 22,2% (exercice précédent : 22,2%).

Le résultat net baisse de 64,5% à 312,1 millions d'euros (exercice précédent : 879,9 millions d'euros) et le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. chute de 64,6% pour atteindre 309,7 millions d'euros (exercice précédent : 876,1 millions d'euros).

Compte de résultats

en millions €	2023	2022	Δ en %
Chiffre d'affaires	2775,5	3492,7	-20,5
Coût des ventes	-1542,0	-1675,4	8,0
Marge brute	1233,5	1817,4	-32,1
Frais commerciaux et de distribution	-449,1	-449,7	0,1
Frais de recherche et développement	-129,5	-132,4	2,2
Frais généraux	-167,1	-162,2	-3,0
Autres produits et charges opérationnels	-39,1	-77,8	49,8
Résultat opérationnel (EBIT)	448,7	995,2	-54,9
Produits financiers	94,4	185,8	-49,2
Charges financières	-141,9	-50,7	-180,1
Résultat financier	-47,6	135,2	n.m.
Résultat avant impôts	401,1	1130,4	-64,5
Impôts sur les bénéfices	-89,0	-250,5	64,5
Résultat net	312,1	879,9	-64,5
Attribuable à :			
Part SSB S.A.	309,7	876,1	-64,6
Participations ne donnant pas le contrôle	2,4	3,8	-37,3

Les éléments non récurrents sont déclarés dans les frais de fonctionnement depuis l'exercice 2023. Les chiffres de l'exercice précédent ont été retraités en conséquence.

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 meilleure image 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 249.

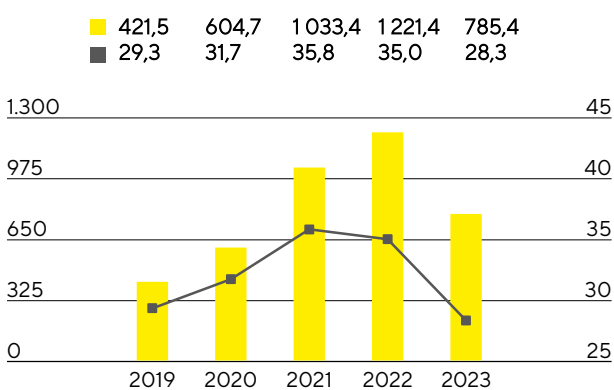
Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	2023	2022
EBIT (résultat opérationnel)	448,7	995,2
Éléments non récurrents	99,1	46,3
Dépréciations et amortissements	237,6	179,9
EBITDA courant	785,4	1221,4

Eléments non-récurrents

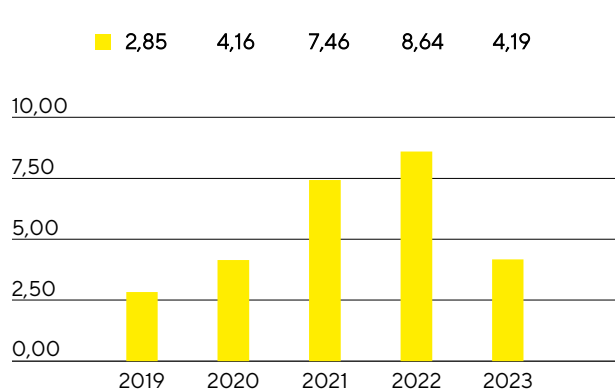
en millions €	2023	2022
Projets de fusions et acquisitions Coûts d'intégration	-21,1	-13,7
Mesures structurelles	-74,2	-22,9
Autres	-3,8	-9,7
Groupe	-99,1	-46,3

Principalement sous l'effet de l'évolution plus faible des volumes, l'EBITDA courant a diminué de 35,7% pour s'établir à 785,4 millions d'euros, avec une marge correspondante à 28,3% (exercice précédent : 35%). Les effets négatifs du mix produits ont également eu des répercussions défavorables, car la réduction des stocks des clients a particulièrement impacté la demande de consommables à forte marge et entraîné une baisse de la part de ces produits dans le total des ventes. Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

EBITDA courant¹ et marge

■ EBITDA courant en millions €

■ Marge d'EBITDA en %

Résultat net courant par action²
en €

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 est passé de 796,6 millions d'euros en 2022 à 385,9 millions d'euros durant l'exercice 2023. Ce chiffre constitue la base de calcul du résultat à attribuer et est déterminé par retraitement des éléments non récurrents et élimination des amortissements de 91,1 millions d'euros (exercice antérieur : 60,7 millions d'euros). Il s'appuie sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés (cf. glossaire). Le résultat net courant par action a chuté de 51,6%, passant de 8,64 euros un an auparavant à 4,19 euros.

en millions €	2023	2022
EBIT (résultat opérationnel)	448,7	995,2
Éléments non récurrents	99,1	46,3
Amortissement IFRS 3	91,1	60,7
Résultat financier normalisé¹	-114,1	-20,6
Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %) ²	-136,4	-281,2
Résultat net courant	388,3	800,4
Participations ne donnant pas le contrôle	-2,4	-3,8
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	385,9	796,6
Résultat net courant par action (en €)	4,19	8,64

1 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 »

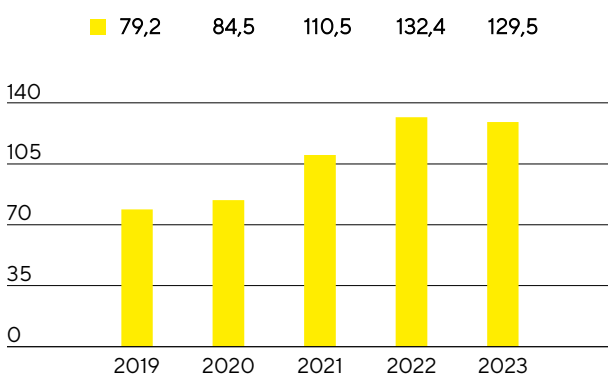
2 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements

Voir le glossaire en page 249 pour la définition des agrégats mentionnés ci-dessus.

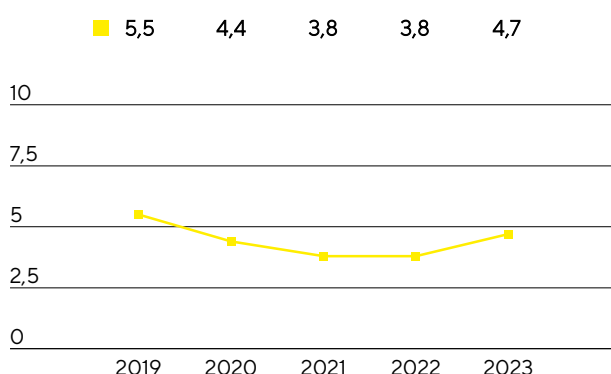
Recherche et développement

Sartorius Stedim Biotech ne cesse d'élargir son portefeuille de produits en investissant dans la mise au point de nouveaux produits et dans le développement de ses produits, de même qu'en intégrant de nouvelles technologies par le biais d'alliances et de coopérations. En 2023, le groupe a dépensé 129,5 millions d'euros en R&D, ce qui représente une baisse de 2,2% par rapport à l'investissement de l'année précédente (132,4 millions d'euros). Le ratio R&D s'élève à 4,7% (exercice précédent : 3,8%). Le ratio R&D brute de 7,4% est supérieur à celui de l'exercice antérieur (5,6%). Ce ratio est encore plus représentatif des dépenses d'innovation et inclut les coûts de développement capitalisés de 75,4 millions d'euros (exercice précédent : 63,1 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 216 en 2023, contre 171 l'exercice précédent. Suite aux demandes déposées les années précédentes, 307 brevets et marques ont été accordés au groupe (exercice précédent : 267). À la date de clôture de l'exercice, le portefeuille comptait un total de 4 913 brevets et marques (exercice précédent : 4 067).

	2023	2022
Nombre de brevets et de marques déposés	216	171
Nombre de brevets et de marques enregistrés	307	267

Dépenses d'investissement

Au cours de l'exercice considéré, Sartorius Stedim Biotech a continué à investir considérablement dans le développement de nouvelles capacités dans toutes les régions. Outre le développement significatif des capacités de production, ce programme d'investissement vise à renforcer encore la diversité du réseau de production et à en décupler la flexibilité. Conformément aux ambitions de l'entreprise, plusieurs projets d'expansion ont été menés à bien en 2023. D'autres projets seront achevés cette année ou dans les années à venir.

À hauteur de 473,6 millions d'euros, les dépenses d'investissement de l'exercice 2023 ont été supérieures à celles de l'an passé (430,6 millions d'euros), comme prévu. Le ratio des dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires est en hausse et s'établit à 17,1% (exercice précédent : 12,3%) en raison de la baisse du chiffre d'affaires du groupe.

Les plus grands projets d'investissement de l'exercice sous revue incluent l'expansion des capacités de fabrication de membranes et la construction d'un nouveau laboratoire dédié au développement de produits à Göttingen, en Allemagne.

Sur son site de Yauco, à Porto Rico, le groupe a installé et mis en service en 2023 une ligne de production des milieux de culture cellulaire.

Durant l'exercice considéré, l'entreprise a également réalisé des investissements majeurs pour la construction de salles blanches supplémentaires dédiées à la fabrication de produits stériles à usage unique à Aubagne, en France.

Dans la zone Asie | Pacifique, l'entreprise a investi des sommes considérables à Songdo, en Corée du Sud, où ont été lancés les travaux de construction d'une usine dédiée à la production de milieux de culture cellulaire et au traitement de consommables stériles. Par ailleurs, Sartorius Stedim Biotech prévoit de bâtir un centre technologique dédié aux démonstrations produits et aux consultations à l'attention des clients ainsi que des laboratoires sur ce nouveau site, en plein cœur d'un centre biopharmaceutique.

Les capacités de production ont également été étendues sur d'autres sites, notamment ailleurs en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Slovaquie.

Dépenses d'investissement

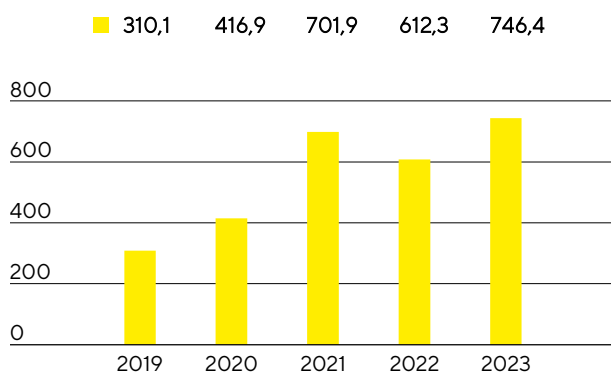
En millions €, sauf indications particulières	2023	2022
Chiffre d'affaires	2 775,5	3 492,7
Dépenses d'investissement	473,6	430,6
Investissements en % du chiffre d'affaires	17,1	12,3

2.5 Patrimoine et situation financière

Flux de trésorerie

Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle a augmenté de 21,9 % pour s'établir à 746,4 millions d'euros en 2023 (exercice précédent : 612,3 millions d'euros) malgré un résultat en recul. Cette hausse résulte principalement de l'optimisation du fonds de roulement¹. Si Sartorius Stedim Biotech a, comme prévu, augmenté ses stocks en 2022 et les années précédentes afin de garantir la capacité d'approvisionnement compte tenu des tensions passagères dans les chaînes logistiques, l'entreprise les a considérablement réduits en 2023. La baisse des charges fiscales a en outre eu un effet positif.

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 pour développer et diversifier ses capacités de production, bien que le rythme de mise en œuvre des différentes mesures ait été ralenti en raison d'une demande temporairement plus faible. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ont augmenté de 9,0 % pour atteindre 481,8 millions d'euros (exercice précédent : -442 millions d'euros). Principalement liées à l'acquisition de Polyplus, fournisseur majeur de technologies amont innovantes pour les thérapies cellulaires et géniques, les dépenses d'acquisition (2 240,9 millions d'euros, contre 515,6 millions d'euros pour l'exercice précédent) ont fait grimper le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et aux acquisitions à -2 722,7 millions d'euros (exercice précédent : -957,5 millions d'euros).

Porté avant tout par une nouvelle convention de crédit d'un montant de 3 milliards d'euros conclue avec la société mère Sartorius AG et sa filiale Sartorius Finance B.V., le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement s'élève à 1 986,1 millions d'euros (exercice précédent : 220,7 millions d'euros). Ce chiffre inclut également le versement de dividendes à hauteur de 133,9 millions d'euros pour l'exercice 2022 (année antérieure : 117,7 millions d'euros).

¹ Somme des stocks et des créances clients

Tableau de flux de trésorerie

en millions €	2023	2022
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	746,4	612,3
- dont variation du fonds de roulement net	184,0	-265,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et aux acquisitions	-2722,7	-957,5
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	1986,1	220,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	116,6	107,1
Endettement brut	3681,8	1135,7
Endettement net	3565,2	1028,6

État consolidé de la situation financière

Le total bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'élève à 7 739,9 millions d'euros en fin d'exercice 2023, soit 2 674,5 millions d'euros de plus que l'année précédente. Cette croissance est largement imputable à l'augmentation de 2 930,6 millions d'euros des immobilisations, qui atteignent ainsi 6 324,8 millions d'euros, elle-même principalement due à l'augmentation du goodwill, des autres immobilisations incorporelles et corporelles résultant de l'acquisition de Polyplus et de la poursuite du programme d'investissement. Les actifs courants ont reculé de 256,0 millions d'euros en glissement annuel pour atteindre 1 415,1 millions d'euros, principalement en raison de la réduction des stocks et des créances clients parallèle à une légère augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Au 31 décembre 2023, le besoin en fonds de roulement s'élevait à 1 176,1 millions d'euros (exercice précédent : 1 429,3 millions d'euros).

Chiffres clés du besoin en fonds de roulement

en nombre de jours		2023	2022
Rotation des stocks			
Stocks chiffre d'affaires ¹	x 360	113	105
Rotation des créances clients			
Créances clients chiffre d'affaires ¹	x 360	38	41
Rotation des dettes fournisseurs			
Dettes fournisseurs chiffre d'affaires ¹	x 360	57	50
Rotation du fonds de roulement			
Besoin en fonds de roulement net ² chiffre d'affaires ¹	x 360	94	96

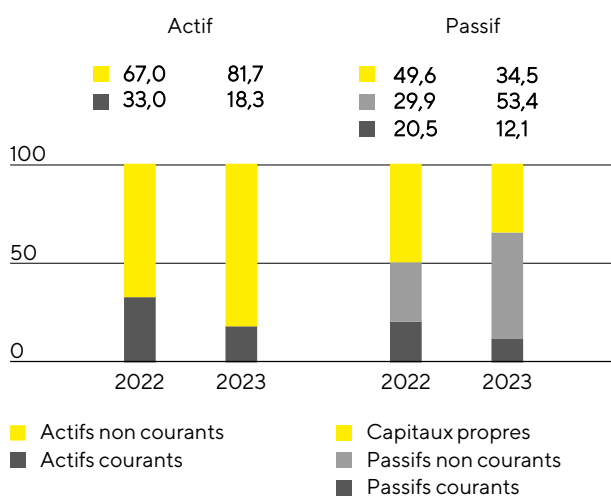
1 Y compris le chiffre d'affaires pro forma des acquisitions conclues récemment

2 Somme des stocks et des créances clients moins les dettes fournisseurs

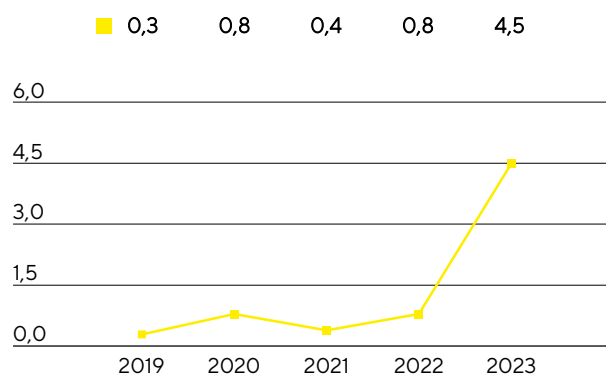
Les capitaux propres ont enregistré une hausse de 159,0 millions d'euros pour s'établir à 2 673,2 millions d'euros en fin d'exercice. Le ratio de capitaux propres, à savoir le rapport des capitaux propres sur le total bilan, a atteint 34,5% (exercice précédent : 49,6%).

Les passifs non courants sont passés de 1 515,3 millions d'euros lors de l'exercice précédent à 4 129,4 millions, une hausse principalement imputable aux 3 milliards d'euros de prêts accordés par la société mère Sartorius AG. Outre le financement de l'acquisition de Polyplus, une petite partie des fonds a servi à rembourser les passifs financiers courants ou a été détenue en espèces. En conséquence, les passifs courants ont diminué de 98,6 millions d'euros pour s'établir à 937,3 millions d'euros. La réduction des dettes fournisseurs a également eu un impact positif.

Structure du bilan en %



Ratio endettement net¹ | EBITDA courant²



1L'endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions ; 2023 : 80,6 millions d'euros, 2022 : 245,1 millions d'euros, 2021 : 518,7 millions d'euros, 2020 : 127,8 millions d'euros, 2019 : 72,5 millions d'euros.

2L'EBITDA inclut l'EBITDA courant pro forma des acquisitions pendant cette période

L'endettement brut (engagements auprès des banques, emprunts auprès de la société mère Sartorius AG et de sa filiale Sartorius Finance B.V. et dettes de location) a atteint 3 681,8 millions d'euros au 31 décembre 2023 (31 décembre 2022 : 1 135,7 millions d'euros). Cette augmentation est principalement due à la convention de crédit susmentionnée. Quant à l'endettement net (à savoir l'endettement brut moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie), il s'est élevé à 3 565,2 millions d'euros contre 1 028,6 millions d'euros un an plus tôt.

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 correspond au 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. Suite à la finalisation de l'acquisition de Polyplus et aux investissements réalisés durant l'exercice considéré, le ratio endettement net / EBITDA courant au 31 décembre 2023 s'est établi, comme prévu, à 4,5, un niveau supérieur à celui de l'année dernière (0,8). Ce chiffre devrait baisser significativement en 2024, notamment grâce à un flux de trésorerie dont le niveau devrait être élevé, ainsi que grâce à la poursuite de la réduction des stocks et à des investissements moindres dans les extensions des capacités.

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

en millions €	2023	2022
non courants		
Emprunts et autres dettes financières	3 509,7	1 020,6
Dettes de location-financement	93,1	91,1
courants		
Emprunts et autres dettes financières	57,7	4,5
Dettes de location-financement	21,4	19,5
- Endettement brut	3 681,8	1 135,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	116,6	107,1
Endettement net	3 565,2	1 028,6
EBITDA courant (12 mois)	785,4	1 221,4
+ EBITDA courant pro forma (12 mois)	14,7	11,7
EBIDTA courant pro forma (12 mois)	800,0	1 233,1
Ratio endettement net EBITDA courant	4,5	0,8

Financement | Trésorerie

Sartorius Stedim Biotech couvre ses besoins de financement opérationnels et stratégiques par une combinaison de flux de trésorerie opérationnelle et d'endettement à court, moyen et long termes.

Au 31 décembre 2023, le volume total des lignes de crédit fournies par la société mère Sartorius AG s'élevait à 260 millions d'euros. Les banques ont accordé des lignes de crédit supplémentaires bilatérales d'environ 110 millions d'euros. Sartorius Stedim Biotech a utilisé 5 millions d'euros sur ce montant, laissant 365 millions d'euros de lignes de crédits disponibles, ce qui garantit que toutes les entités du groupe disposent de suffisamment de fonds pour couvrir les besoins de financement à court terme.

Les emprunts sont souscrits via la société mère Sartorius AG et sa filiale Sartorius Finance B.V. En 2023, afin de financer l'acquisition de Polyplus et de refinancer la dette existante, Sartorius Stedim S.A. et Sartorius Stedim Biotech GmbH ont souscrit 3 milliards d'euros de nouveaux emprunts avec des échéances initiales de 3 à 12 ans auprès de Sartorius Finance B.V. À la date de clôture de l'exercice, le montant de l'ensemble des conventions de crédit non remboursées s'élevait à 3,57 milliards d'euros. La proportion d'instruments à taux fixes était d'environ 95%.

L'entreprise recourt à des opérations de couverture pour contrebalancer les fluctuations des taux de change auxquelles elle est exposée en raison de ses activités à l'échelle mondiale. Fin 2023, le montant des contrats de change s'élevait à 549,0 millions d'euros en données publiées, pour une valeur de marché de -4,0 millions d'euros.

Évaluation de la situation économique

Après une forte dynamique de croissance supplémentaire dans les années 2020 à 2022 due à l'activité extraordinaire et à l'accumulation de stock par les clients, la normalisation temporaire de la demande à laquelle s'attendait la direction de l'entreprise est apparue durant l'exercice sous revue. Elle fut plus importante qu'escomptée en début d'année et les stocks des clients ont également mis plus de temps que prévu à se réduire, ce qui a conduit tout le secteur des sciences de la vie à réviser ses prévisions à de multiples reprises. D'autres facteurs, qui ont concerné toute l'industrie, ont aussi eu un effet défavorable, par exemple des niveaux de production relativement faibles, l'arrêt presque total des activités en Russie et des investissements globalement modestes des clients, principalement en Chine et aux États-Unis. La faiblesse temporaire de l'environnement commercial a conduit la direction de l'entreprise à abaisser les prévisions de croissance et de résultat pour le groupe en juin et en octobre 2023. Parallèlement à la réduction des stocks menée avec succès par les clients, l'activité a commencé à reprendre à la fin du troisième trimestre, de sorte que les prises de commandes dépassent légèrement le chiffre d'affaires au quatrième trimestre. La direction de l'entreprise prévoit donc une croissance rentable pour 2024.

Le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 18,7% à taux de change constant pour atteindre 2 775,5 millions d'euros (baisse déclarée : -20,5%). La marge d'EBITDA courant correspondante s'élève à 28,3%. Annoncées en octobre, les prévisions de baisse du chiffre d'affaires d'environ 19% avec une rentabilité légèrement supérieure à 28% ont donc été respectées.

Le ratio endettement net / EBITDA courant atteint 4,5 au 31 décembre 2023, principalement grâce au financement de l'acquisition de Polyplus, et correspond à la prévision, qui était légèrement supérieure à 4,5.

Conformément à ses ambitieux objectifs de croissance à moyen terme, Sartorius Stedim Biotech a continué de développer ses capacités de production durant l'exercice sous revue. Le ratio des dépenses d'investissement sur le chiffre d'affaires atteint 17,1%, soit légèrement en dessous des prévisions, qui étaient d'environ 18%.

Comparaison entre données prévisionnelles et données réelles pour l'exercice 2023

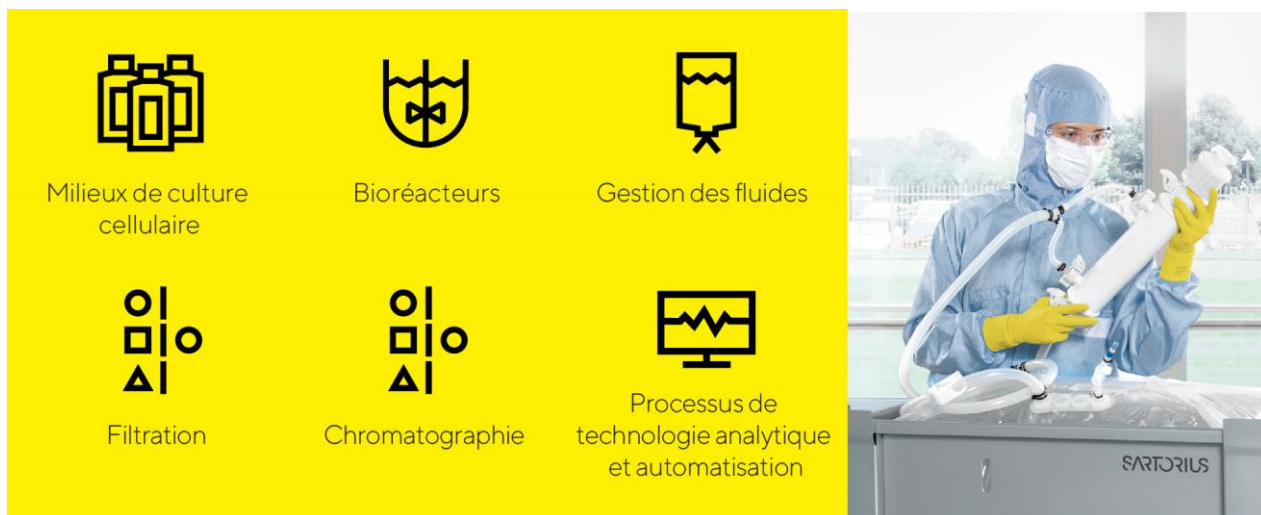
	Réel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Réel
	2022	Janvier 2023	Jun 2023	Octobre 2023	2023
Groupe Sartorius Stedim Biotech					
Croissance des ventes ¹	15.1%	Pourcentage faible à un chiffre	Pourcentage de baisse compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines	~-19%	-18.7%
Marge d'EBITDA courant en %	35.0%	Approximativement au même niveau que l'exercice précédent	~30%	Légèrement au-dessus de 28%	28.3%
Ratio d'endettement net sur EBITDA courant	0.8	~0.5 ²	Légèrement au-dessous de 4 ²	~4.5 ²	4.5
Investissements en % du chiffre d'affaires	12.3%	~12.5%	~15%	~18%	17.1%

1 À taux de change constant

2 Ne tient pas compte des acquisitions potentielles

2.6 Produits et ventes

Sartorius Stedim Biotech commercialise des produits et services pour la fabrication biopharmaceutique et le développement de procédés en amont, tout le long de la chaîne de valeur. Le portefeuille englobe des lignées cellulaires, des milieux de culture cellulaire, des bioréacteurs, une vaste gamme de produits destinés à la séparation, la purification et la concentration, ainsi que des produits et systèmes de stockage et de transport des produits biologiques intermédiaires et finis.



Suite à l'acquisition de la société française Polyplus, Sartorius Stedim Biotech a considérablement élargi son portefeuille de produits dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques. Polyplus développe et fabrique des réactifs de transfection, des réactifs d'administration d'ADN et d'ARN et de l'ADN plasmidique de haute qualité, conformes aux BPF. Ces composants sont indispensables à la fabrication des vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques ainsi que dans d'autres nouvelles méthodes de thérapie médicale. Les solutions de Polyplus viennent parfaitement compléter le portefeuille créé par Sartorius Stedim Biotech ces dernières années, qui comprend désormais divers milieux de culture cellulaire, d'autres matières premières essentielles et des technologies de purification pour la fabrication de thérapies avancées.

Dans le domaine de la filtration, la division Bioprocess Solutions a présenté une nouvelle plateforme pour la fabrication à grande échelle de produits biopharmaceutiques, qui peut être préconfigurée avec une large gamme de types de filtres. La plateforme est adaptée pour de grands nombres d'étapes de séparation, depuis les milieux de culture cellulaire jusqu'à la filtration stérile ultérieure, en passant par l'élimination des virus ; elle est particulièrement facile d'utilisation et permet de réduire considérablement les délais de production. De plus, un outil à haut débit pour la clarification et la purification des anticorps monoclonaux a été lancé ; il aide les clients à accélérer la préparation de petits échantillons de culture cellulaire pour l'analyse en aval dans le cadre du développement de lignées cellulaires. Un système a également été introduit qui permet de remplir uniformément et simultanément des poches à usage unique, par exemple avec des milieux de culture cellulaire pour la fabrication de thérapies cellulaires, ce qui accélère considérablement le processus de remplissage.

Activités de vente

Sartorius Stedim Biotech commercialise son portefeuille de produits en direct. Les activités de vente aux grands comptes sont coordonnées et soutenues par une organisation internationale dédiée.

Concernant la communication avec les clients, les visites sur place sont désormais complétées par des canaux numériques : de nombreux contacts avec les clients se font par le biais d'outils de communication numériques. La visioconférence et la réalité augmentée continuent de permettre des interactions directes, notamment pour les démonstrations produits, les sessions de formation ou encore la mise en service de nouveaux systèmes. Le renforcement de la force de vente est également axé sur l'expansion de la présence internationale de l'entreprise et sur l'amélioration continue de l'efficacité des ventes, par exemple grâce à des formations sur les produits et les applications ou à des formations spécialisées supplémentaires pour les salariés.

Développement de produits

Les activités de développement de Sartorius Stedim Biotech se concentrent principalement sur les domaines technologiques suivants : les membranes, qui sont la base des produits filtrants, différentes plateformes technologiques, comme les conteneurs stériles pour la gestion des fluides dans les procédés biopharmaceutiques et les capteurs, ainsi que les technologies de contrôle des procédés tels que la fermentation. Les développements concernent également d'autres domaines : les matériaux et composants comme les plastiques, élastomères et polymères intelligents, l'analyse étendue des données et le développement de lignées cellulaires ; et les composants essentiels des milieux pour les thérapies à base de protéines, les thérapies virales et les thérapies dites avancées.

Le développement de produits vise à élargir le portefeuille existant sur une base complémentaire et à améliorer encore la gamme de solutions complètes intégrées pour la fabrication de produits biopharmaceutiques, de la phase initiale de développement jusqu'à la production commerciale.

Notre plus grand site de développement de produits se trouve à Göttingen, en Allemagne, où un nouveau bâtiment dédié au développement de produits est devenu opérationnel pendant l'exercice écoulé. D'autres activités majeures sont menées en France, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'en Suède, en Israël, en Slovénie et sur d'autres sites en Allemagne.

Gestion de la production et de la chaîne logistique

Sartorius Stedim Biotech dispose d'un excellent réseau international de production qui a été étendu à de nombreux sites pendant l'exercice écoulé. Les plus grands sites de production sont implantés en Allemagne, en France et à Porto Rico. L'entreprise dispose en outre d'usines au Royaume-Uni, en Suisse, en Tunisie, en Inde, aux États-Unis, en Chine, en Israël et en Slovénie. L'acquisition la plus récente a permis d'ajouter des sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine.

Au cours de l'exercice écoulé, Sartorius a agrandi son usine de Porto Rico en y ajoutant une unité de production de milieux de culture cellulaire. La nouvelle unité permet à l'entreprise de fournir, depuis son usine de Yauco, des milieux de culture cellulaire de haute qualité sous forme de poudre, qui sont utilisés dans la fabrication de protéines thérapeutiques et d'autres modalités. La production de Yauco est axée sur les clients de la région des Amériques.

En outre, la construction d'un centre d'excellence pour le développement et la production de réactifs de qualité essentiels au marché de la thérapie cellulaire et génique a débuté à Fribourg-en-Brigau, en Allemagne. Le nouveau bâtiment permettra d'augmenter la production actuelle de cytokines et de facteurs de croissance tout en consolidant considérablement la recherche et le développement. Le bâtiment devrait être achevé en 2025 et la production devrait commencer en 2026.

La situation de la chaîne d'approvisionnement a continué à se détendre en 2023 par rapport aux années précédentes. Les délais de livraison pour la plupart des produits se sont normalisés, et la disponibilité des composants électroniques et de certaines matières premières chimiques s'est également améliorée en cours d'exercice.