

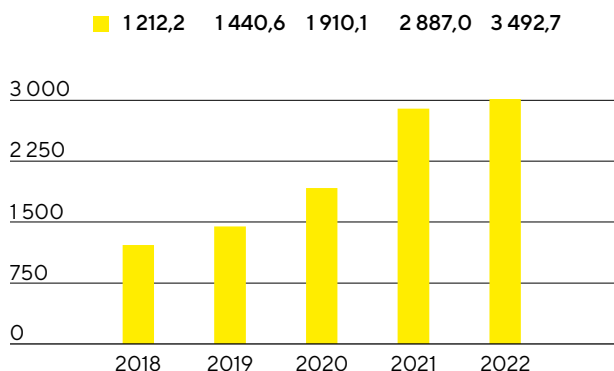
# Évolution des activités du groupe

## Chiffre d'affaires et prises de commandes

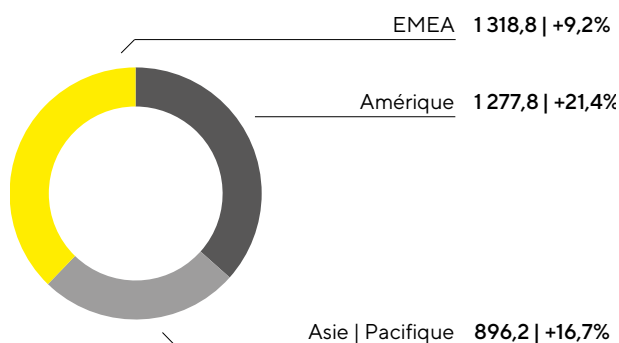
Durant l'exercice sous revue, le chiffre d'affaires du groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté de 15,1% à taux de change constant<sup>1</sup> pour atteindre 3 492,7 millions d'euros (déclaré : +21,0%), enregistrant ainsi une nouvelle croissance à deux chiffres dans un environnement très difficile et volatile, suite à des taux de croissance exceptionnellement élevés en 2020 et 2021. Cette évolution positive est principalement due à une forte expansion organique<sup>2</sup> d'environ 13,2%, elle-même portée par une forte demande en technologies et produits innovants pour le développement et la fabrication efficaces de produits biopharmaceutiques. Les dernières acquisitions ont également connu une évolution positive et contribué à la croissance du chiffre d'affaires à hauteur de 1,9 point de pourcentage. Les affaires avec les fabricants de vaccins contre le coronavirus ont largement chuté par rapport à l'année précédente et ont eu un effet défavorable. Les restrictions en Chine dues à la pandémie ainsi que la forte réduction des activités en Russie ont également limité la croissance dans une moindre mesure.

Comme prévu, les prises de commandes ont chuté en 2022, après des taux de croissance exceptionnels enregistrés par Sartorius Stedim Biotech au cours des deux années précédentes. Outre les excellentes activités de base, la demande avait été extrêmement forte de la part des fabricants de vaccins contre le coronavirus et certains clients avaient changé leurs habitudes, passant des commandes plus importantes, et ce plus longtemps à l'avance en raison des chaînes d'approvisionnement tendues et des incertitudes face à la pandémie. Conformément aux prévisions, la situation s'est sensiblement normalisée à partir du milieu d'année 2022 avec l'atténuation de la pandémie et l'apaisement des chaînes logistiques. Le déclin temporaire de la demande est dû à la baisse de production des vaccins contre le coronavirus et à la réduction des stocks partiellement consolidés chez certains clients. Les prises de commandes pour l'ensemble de l'exercice ont chuté de 13,0% à taux de change constant<sup>1</sup> pour s'établir à 3 314,8 millions d'euros (déclaré : -9,5%). Sans les effets défavorables du déclin des activités liées à la pandémie de coronavirus, les prises de commandes auraient légèrement augmenté.

**Chiffre d'affaires 2018 à 2022**  
en millions €



**Chiffre d'affaires et variation<sup>1</sup> par zone géographique<sup>3</sup>**  
en millions € sauf indications particulières



<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Organique : Les chiffres de croissance organique excluent l'impact des fluctuations des taux de change et les changements dans le cadre de la consolidation.

<sup>3</sup> Selon la localisation des clients

En 2022, Sartorius Stedim Biotech a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires dans chacune des trois régions commerciales. Dans la région EMEA, qui détient la part la plus importante du chiffre d'affaires total (soit environ 38%), les ventes ont augmenté de 9,2% pour s'établir à 1 318,8 millions d'euros suite à une base solide en 2021. Représentant près de 36% du chiffre d'affaires, la région Amériques a enregistré une forte croissance de 21,4%, à 1 277,8 millions d'euros. Enfin, la région Asie | Pacifique, qui pèse 26% du chiffre d'affaires total, a elle aussi généré une belle croissance à deux chiffres (16,7%) pour atteindre 896,2 millions d'euros.. (Sauf mention contraire, tous les taux de croissance des régions sont indiqués à taux de change constant.)

#### Chiffre d'affaires et prises de commandes

en millions €	2022	2021	Δ en % déclaré	Δ en % à taux de change constant
Chiffre d'affaires	3 492,7	2 887,0	21,0	15,1
Prises de commandes	3 314,8	3 664,4	-9,5	-13,0

## Évolution des charges et produits

En 2022, le coût des ventes a augmenté de 24,3% pour s'établir à 1 658,2 millions d'euros. Le ratio correspondant est passé à 47,5% contre 46,2% l'année précédente.

Les coûts de vente et de distribution ont progressé beaucoup moins vite que le chiffre d'affaires (+10,1% pour atteindre 446,5 millions d'euros). Le ratio de ces coûts par rapport au chiffre d'affaires a donc diminué à 12,8% en glissement annuel (exercice précédent : 14,1%). Les coûts de recherche et développement ont grimpé de 19,9%, à 132,4 millions d'euros. Le ratio des dépenses de R&D rapporté au chiffre d'affaires est resté constant à 3,8% (exercice précédent : 3,8%). Les frais généraux ont augmenté de 22,7%, à 154,7 millions d'euros, et le ratio correspondant s'établit toujours à 4,4% en 2022 (année passée : 4,4%).

Le solde des autres produits et charges s'élève à -105,6 millions d'euros durant l'exercice 2022 (année précédente : -45,3 millions d'euros) et a essentiellement couvert des éléments non récurrents pour -46,3 millions d'euros contre -26,5 millions d'euros durant l'exercice antérieur. Ces éléments non récurrents correspondent principalement à des dépenses liées aux dernières acquisitions et à divers projets du groupe. Les couvertures de change et effets de valorisation compris dans le solde des autres produits et charges se sont traduits par une charge de 41,2 millions d'euros, notamment en raison de l'évolution du taux de change du dollar en 2022, alors qu'ils s'étaient soldés par un produit de 8,9 millions d'euros au cours de l'exercice précédent.

L'EBIT a progressé de 15,0% à 995,2 millions d'euros ; la marge correspondante s'est établie à 28,5% (exercice précédent : 30,0%).

Le résultat financier s'est élevé à 135,2 millions d'euros en 2022 contre -218,7 millions d'euros en 2021. Il inclut un résultat sans effet sur la trésorerie de 148,9 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 qui avait causé une dépense de 207,8 millions d'euros durant l'exercice précédent.

En 2022, les charges fiscales ont atteint 250,5 millions d'euros (année antérieure : 232,4 millions d'euros). Rapportées au résultat déclaré avant impôts, le taux d'imposition s'est établi à 22,2% (exercice précédent : 35,9%). Cependant, l'effet de valorisation susmentionné du résultat financier n'ayant aucun impact conséquent sur les charges fiscales, le taux d'imposition se situe à 25,5% (année passée : 27,2%).

Le taux de croissance du résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a augmenté de 111,4% pour atteindre 876,1 millions d'euros (exercice précédent : 414,4 millions d'euros).

**Compte de résultats**

en millions €	2022	2021	Δ en %
Chiffre d'affaires	3 492,7	2 887,0	21,0
Coût des ventes	-1 658,2	-1 334,0	-24,3
Marge brute	1 834,5	1 553,0	18,1
Frais commerciaux et de distribution	-446,5	-405,6	-10,1
Frais de recherche et développement	-132,4	-110,5	-19,9
Frais généraux	-154,7	-126,1	-22,7
Autres produits et charges opérationnels	-105,6	-45,3	-133,0
Résultat opérationnel (EBIT)	995,2	865,4	15,0
Produits financiers	185,8	22,3	733,6
Charges financières	-50,7	-241,0	79,0
Résultat financier	135,2	-218,7	Aff. Imp
Résultat avant impôts	1 130,4	646,7	74,8
Impôts sur les bénéfices	-250,5	-232,4	-7,8
Résultat net	879,9	414,3	112,4
Attribuable à :			
Part SSB S.A.	876,1	414,4	111,4
Participations ne donnant pas le contrôle	3,8	-0,1	Aff. Imp.

## 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 250.

**Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA**

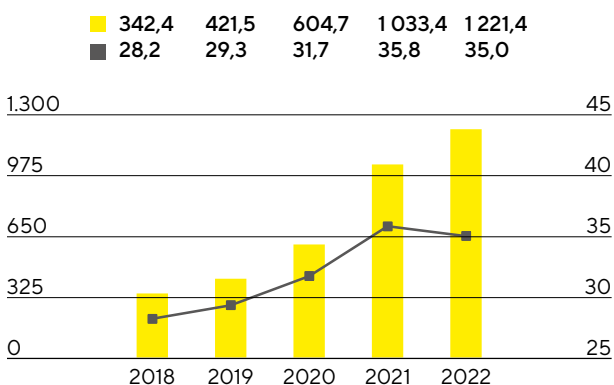
en millions €	2022	2021
EBIT (résultat opérationnel)	995,2	865,4
Éléments non récurrents	46,3	26,5
Dépréciations et amortissements	179,9	141,5
EBITDA courant	1 221,4	1 033,4

Durant l'exercice 2022, Sartorius Stedim Biotech a fortement augmenté ses revenus et a constaté des marges bénéficiaires élevées malgré une nette hausse des taux d'inflation. L'EBITDA courant a grimpé de 18,2% pour atteindre 1 221,4 millions d'euros. La marge correspondante de 35,0% est proche du haut niveau de l'exercice précédent (35,8%). La marge de 2021 a été favorablement influencée par l'évolution partiellement reportée des coûts, notamment en raison des restrictions de voyage à cause de la pandémie et au nombre moindre de recrutement par rapport à la croissance du chiffre d'affaires. Conformément aux prévisions, ces postes de coûts se sont normalisés en 2022 et ont eu un effet défavorable sur la rentabilité. Des effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant du groupe après participations ne donnant pas le contrôle est passé de 687,8 millions d'euros en 2021 à 796,6 millions d'euros durant l'exercice 2022. 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 60,7 millions d'euros (exercice antérieur : 48,6 millions d'euros). Il s'appuie sur le résultat

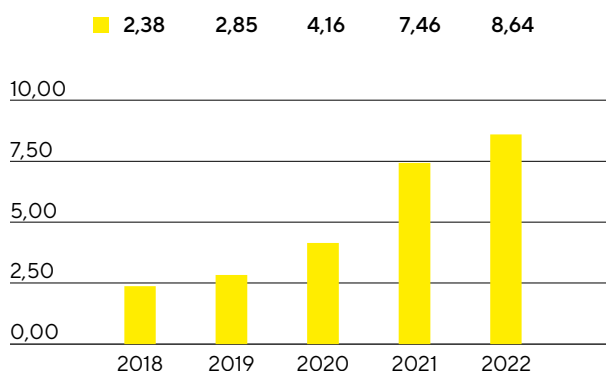
financier et le taux d'impôt normalisés (cf. glossaire). Le résultat net courant par action a progressé de 15,8%, passant de 7,46 euros un an auparavant à 8,64 euros.

#### EBITDA courant<sup>1</sup> et marge



■ EBITDA courant en millions €  
■ Marge d'EBITDA en %

#### Résultat net courant par action<sup>2</sup> en €



1 Courant (corrige des éléments non récurrents)

2 Résultat net corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements au sens d'IFRS 3 et ajustements pour juste valeur des instruments de couvertures et des effets d'impôts pour chacun de ces éléments.

en millions €	2022	2021
<b>EBIT (résultat opérationnel)</b>	<b>995,2</b>	<b>865,4</b>
Éléments non récurrents	46,3	26,5
Amortissement   IFRS 3	60,7	48,6
<b>Résultat financier normalisé<sup>1</sup></b>	<b>-20,6</b>	<b>-11,2</b>
Impôt sur les bénéfices normalisé (26%) <sup>2</sup>	-281,2	-241,6
<b>Résultat net courant</b>	<b>800,4</b>	<b>687,7</b>
Participations ne donnant pas le contrôle	-3,8	0,1
<b>Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>796,6</b>	<b>687,8</b>
Résultat net courant par action (en €)	8,64	7,46

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 sans effet sur la trésorerie

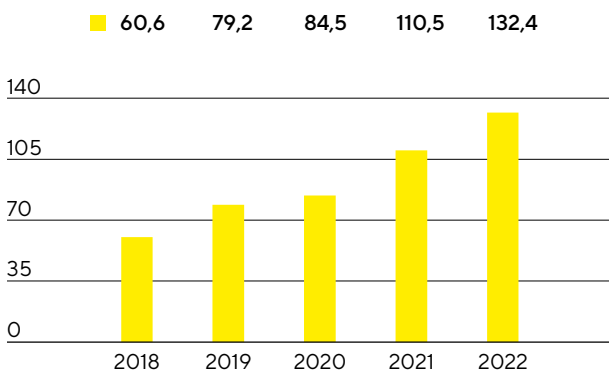
Voir le glossaire en page 250 pour la définition des agrégats mentionnés ci-dessus.

## Recherche et développement

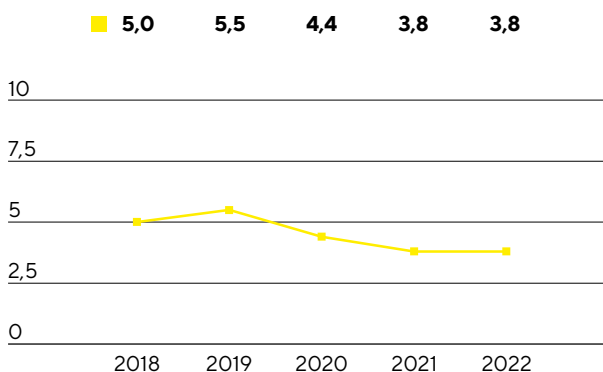
Sartorius Stedim Biotech ne cesse d'élargir son portefeuille de produits en investissant dans la mise au point de nouveaux produits et dans le développement de ses produits, de même qu'en intégrant de nouvelles technologies par le biais d'alliances. En 2022, le groupe a dépensé 132,4 millions d'euros en R&D, ce qui représente une augmentation de 19,9% par rapport à l'investissement de l'année précédente (110,5 millions d'euros). Le ratio des dépenses de R&D rapporté au chiffre d'affaires est resté constant à 3,8%. Le ratio des dépenses d'investissement brutes de 5,6% est supérieur à celui de l'exercice antérieur (5,1%). Ce ratio est

encore plus représentatif des dépenses d'innovation et inclut les coûts de développement capitalisés de 63,1 millions d'euros (exercice précédent : 37,0 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 / bénéfiques.

Le nombre de demandes de protection des droits de propriété intellectuelle a été de 171 en 2022, contre 71 l'exercice précédent. Suite aux demandes déposées les années précédentes, 267 brevets et marques ont été accordés au groupe (exercice précédent : 234). À la date de clôture de l'exercice, le portefeuille comptait un total de 4 067 brevets et marques (exercice précédent : 3 316).

	2022	2021
Nombre de brevets et de marques déposés	171	71
Nombre de brevets et de marques enregistrés	267	234

## Dépenses d'investissement

Porté par une forte croissance organique, Sartorius Stedim Biotech a réalisé des investissements conséquents dans le renforcement des capacités de toutes les régions en 2022. 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 2022 et ont permis de satisfaire à la forte demande. D'autres projets seront achevés en 2023.

À hauteur de 430,6 millions d'euros, les dépenses d'investissement de l'exercice 2022 ont été supérieures à celles de l'an passé (324,0 millions d'euros), comme prévu. Le ratio d'investissement correspondant s'élève à 12,3% (exercice précédent : 11,2%).

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 le site de Yauco, à Porto Rico, Sartorius Stedim Biotech renforce les capacités des salles blanches pour la fabrication de produits de gestion de la séparation et des fluides. En outre, un site de production pour les milieux de culture cellulaire y sera établi pour la première fois et devrait être opérationnel en 2023.

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 région Asie|Pacifique, Sartorius Stedim Biotech a non seulement investi en Chine, mais aussi massivement à Songdo, en Corée du Sud. Après y avoir acquis les terrains nécessaires, l'entreprise a entamé la construction d'une usine de production de milieux de culture cellulaire et de traitement des 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.

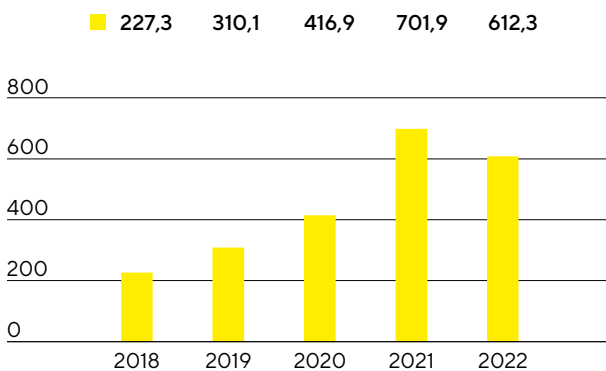
Les capacités de production ont également été étendues sur d'autres sites, notamment ailleurs en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Slovaquie.

# Patrimoine et situation financière

## Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle a atteint 612,3 millions d'euros en 2022 contre 701,9 millions d'euros l'année précédente, soit une chute de 12,8%. Le résultat supérieur a été compensé par des flux de trésorerie liés à la hausse des fonds de roulement induite par la croissance. Les stocks, tout particulièrement, ont été consolidés afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement face à des tensions persistantes sur certaines chaînes logistiques. Cependant, l'attention s'est récemment à nouveau tournée vers l'optimisation des stocks suite à l'amélioration significative de la situation en matière d'approvisionnement pour de nombreux groupes de produits, les pénuries étant désormais peu probables.

### Trésorerie nette de l'activité opérationnelle en millions €



Face à un fort niveau de demande, Sartorius Stedim Biotech avait accéléré au maximum l'extension de ses capacités de production. Au cours de l'exercice considéré, les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ont augmenté (36,6%) pour atteindre 442,0 millions d'euros. Au vu des dépenses liées aux dernières acquisitions, à hauteur de 515,6 millions d'euros, le flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement et aux acquisitions a atteint 957,5 millions d'euros contre 465,2 millions d'euros durant l'exercice précédent.

Principalement en raison du financement des acquisitions les plus récentes, le flux de trésorerie lié aux opérations de financement s'est élevé à 220,7 millions d'euros en 2022 (exercice précédent : -77,7 millions d'euros). Ce chiffre inclut également le versement de dividendes à hauteur de 117,7 millions d'euros pour l'exercice 2021 (année antérieure : 63,8 millions d'euros).

**Tableau de flux de trésorerie**

en millions €	2022	2021 <sup>1</sup>
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	612,3	701,9
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et aux acquisitions	-957,5	-465,2
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	220,7	-77,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	107,1	223,6
Endettement brut	1135,7	625,5
Endettement net	1028,6	401,9

<sup>1</sup> Les intérêts reçus sont présentés dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation depuis l'exercice 2022. Les chiffres de l'exercice précédent ont été retraités en conséquence.

## État consolidé de la situation financière

Le total bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'élève à 5 065,4 millions d'euros en fin d'exercice 2022, soit 1 114,3 millions d'euros de plus que l'année précédente. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des actifs non courants à hauteur de 898,7 millions d'euros pour atteindre 3 394,2 millions d'euros, elle même avant tout portée par les dernières acquisitions et la poursuite d'un vaste programme d'investissement. Par ailleurs, les actifs courants ont augmenté de 215,6 millions d'euros en glissement annuel pour s'établir à 1 671,2 millions d'euros, essentiellement en raison de la hausse des fonds de roulement en particulier, de la constitution de stocks en tant que provision pour risques afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en cas d'interruption des chaînes logistiques.

**Chiffres clés du besoin en fonds de roulement**

en nombre de jours		2022	2021
<b>Rotation des stocks</b>			
Stocks   chiffre d'affaires <sup>1</sup>	x 360	105	97
<b>Rotation des créances clients</b>			
Créances clients   chiffre d'affaires <sup>1</sup>	x 360	41	44
<b>Rotation des dettes fournisseurs</b>			
Dettes fournisseurs   chiffre d'affaires <sup>1</sup>	x 360	50	58
<b>Rotation du fonds de roulement</b>			
Besoin en fonds de roulement net <sup>2</sup>   chiffre d'affaires <sup>1</sup>	x 360	96	83

<sup>1</sup> Y compris le chiffre d'affaires pro forma des acquisitions conclues récemment

<sup>2</sup> Somme des stocks et des créances clients moins les dettes fournisseurs

Les capitaux propres ont enregistré une hausse de 781,0 millions d'euros pour s'établir à 2 514,2 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 49,6 % (exercice précédent : 43,9 %).

Durant l'exercice sous revue, les passifs courants et non courants du groupe Sartorius Stedim Biotech à hauteur de 2 551,2 millions d'euros ont dépassé ceux de l'année passée (2 217,9 millions d'euros). Cette hausse résulte notamment du financement des dernières acquisitions et de la consolidation des fonds de roulement.

Globalement, l'endettement brut (engagements auprès des banques, emprunts auprès de la maison mère Sartorius AG et dettes de location) a augmenté à 1 135,7 millions d'euros au 31 décembre 2022

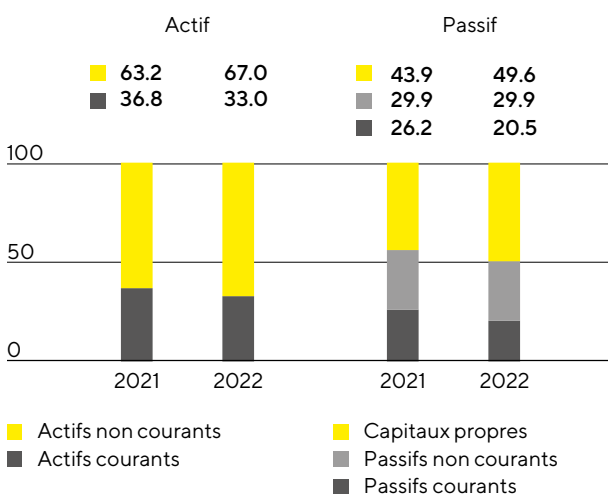


(31 décembre 2021 : 625,5 millions d'euros). Cette hausse est principalement liée à une nouvelle convention de crédit signée avec Sartorius AG, notamment pour le financement de l'acquisition d'Albumedix. Quant à l'endettement net (à savoir l'endettement brut moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie), il s'est élevé à 1 028,6 millions d'euros contre 401,9 millions d'euros un an plus tôt.

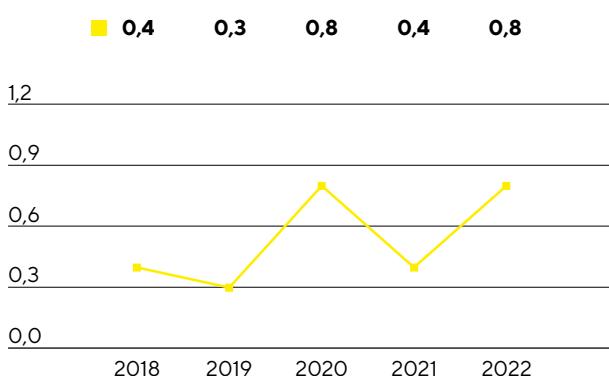
#### Calcul de l'endettement financier net

en millions €	2022	2021
non courants		
Emprunts et autres dettes financières	1020,6	521,1
Dettes de location-financement	91,1	64,0
courants		
Emprunts et autres dettes financières	4,5	25,5
Dettes de location-financement	19,5	14,9
Endettement brut	1135,7	625,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	107,1	223,6
Endettement net	1028,6	401,9

#### Structure du bilan en %



#### Ratio endettement net<sup>1</sup> | EBITDA courant<sup>2</sup>



1L'endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions ; 2022 : 245,1 millions d'euros, 2021 : 518,7 millions d'euros, 2020 : 127,8 millions d'euros, 2019 : 72,5 millions d'euros, 2018 : 8,7 millions d'euros.

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

Au vu de la capacité de financement de la dette du groupe 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. Ce ratio a augmenté à 0,8 au 31 décembre 2022 (année précédente : 0,4), principalement en raison du financement des investissements massifs et des acquisitions conclues durant l'exercice.

## Impact de la guerre en Ukraine

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Sartorius Stedim Biotech a interrompu toutes ses activités non liées aux produits médicaux à caractère humanitaire en Russie, conformément à toutes les sanctions en vigueur et à la pratique des autres entreprises du secteur pharmaceutique et sanitaire. En 2021, la part de la Russie dans le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à un peu plus de 2%. Durant l'exercice 2022, les ventes étaient largement inférieures à ce niveau et une nouvelle chute est anticipée pour 2023.

Pour plus d'explications sur l'impact de la guerre en Ukraine sur Sartorius Stedim Biotech, se reporter aux pages 134 et suivantes.

## 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.

Ce financement combiné repose principalement sur une ligne de crédit d'un volume de 260 millions d'euros et sur des conventions de crédit à long terme pour 1 005 millions d'euros, mises à disposition par la maison mère Sartorius AG. En 2022, Sartorius Stedim Biotech a signé une nouvelle convention de crédit avec sa maison mère Sartorius AG, notamment pour le refinancement de l'acquisition d'Albumedix.

Le groupe a aussi diverses lignes de crédit bilatérales pour un montant total d'environ 77 millions d'euros.

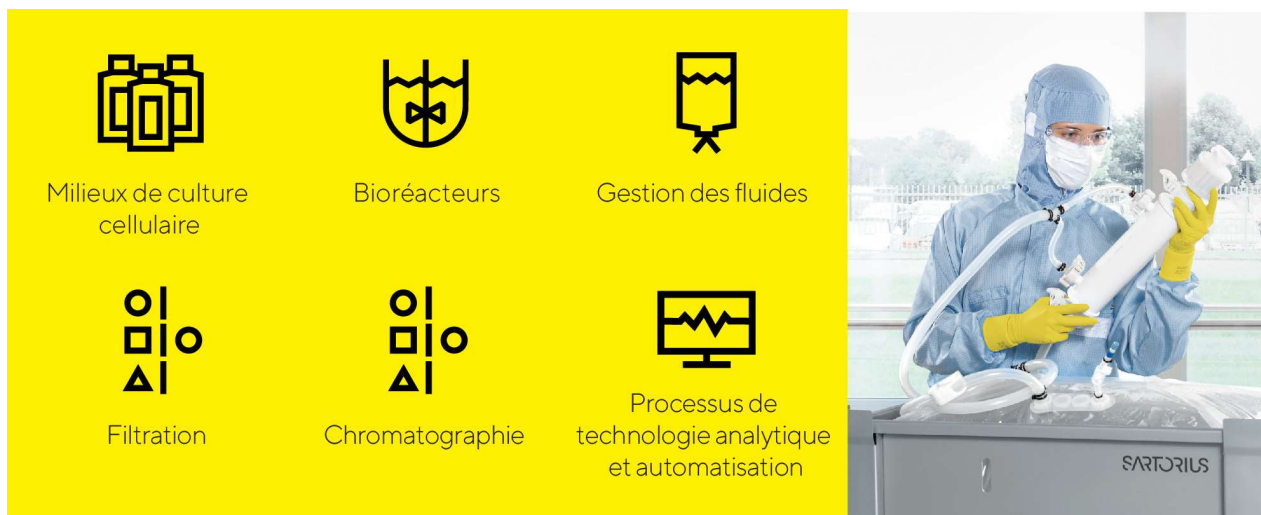
Le financement susmentionné du groupe Sartorius Stedim Biotech repose sur des instruments à taux fixe ou variable.

Au 31 décembre 2022, le montant additionné des lignes de crédit disponibles s'élevait à 337 millions d'euros. Sartorius Stedim Biotech a utilisé 3 millions d'euros sur ce montant, laissant 334 millions d'euros de crédits disponibles à la fin 2022. Toutes les entités du groupe sont ainsi assurées de disposer des fonds nécessaires pour financer leur fonctionnement opérationnel et leurs nouvelles dépenses d'investissement.

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 2022, le montant des contrats de change s'élevait à 396 millions d'euros en données publiées, pour une valeur de marché de -2,5 millions d'euros.

# 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.



En 2022, Sartorius Stedim Biotech a étendu son portefeuille de produits par le biais de deux acquisitions :

- Avec l'acquisition de Novasep en février 2022, Sartorius Stedim Biotech a ajouté une offre complémentaire à son portefeuille de chromatographie. Celle-ci inclut des systèmes de chromatographie principalement dédiés aux biomolécules de petite taille, comme les oligonucléotides, les peptides et l'insuline, ainsi que des systèmes innovants pour assurer la production de produits biopharmaceutiques en continu.
- Conclue à la fin du mois de septembre 2022, l'acquisition d'Albumedix (fournisseur majeur de solutions à base d'albumine humaine recombinante) complète le portefeuille avec un composant clé dans la fabrication de produits biopharmaceutiques novateurs, notamment pour des modalités telles que les thérapies cellulaires ou virales et les vaccins.

En 2022, Sartorius Stedim Biotech a lancé une membrane jetable extensible et prête à l'emploi pour la séparation des anticorps monoclonaux. Il s'agit là d'une solution alternative à la chromatographie traditionnelle sur colonne avec résines pour l'étape de purification par affinité. Par ailleurs, l'entreprise a adopté une application informatique permettant d'optimiser le développement des cultures cellulaires grâce à d'importantes économies de coûts et de temps dans le cadre d'un écosystème logiciel basé sur le cloud qui analyse et gère les données issues de la chaîne de valeur biopharmaceutique. Il est alors possible d'exploiter au maximum les informations tirées des expériences in vitro à l'aide de stimulations dans des bioréacteurs virtuels.

## 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.

Même après la levée progressive des restrictions de voyage et des règles de distanciation sociale liées à la pandémie dans de nombreuses régions d'activité de l'entreprise, les représentants commerciaux ont continué à interagir directement avec de nombreux clients via des outils de communication numériques. La visioconférence et la réalité augmentée perdurent ainsi, notamment pour les démonstrations produit, les sessions de formation ou encore la mise en service de nouveaux systèmes. Afin de renforcer son service commercial, le groupe s'attache à étendre sa présence à l'international. Autre axe stratégique : l'optimisation continue de l'efficacité commerciale, en particulier à travers la formation spécialisée des collaborateurs. Autre axe stratégique : l'optimisation continue de l'efficacité commerciale, en particulier à travers la formation spécialisée des collaborateurs.

## 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 à usage unique pour la gestion des fluides dans les procédés biopharmaceutiques et les capteurs, ainsi que les technologies de contrôle des procédés tels que la fermentation et la culture cellulaire. 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.

Notre plus grand site de développement de produits se trouve à Göttingen, en Allemagne, où un nouveau bâtiment dédié au développement de produits devrait être opérationnel au cours du premier trimestre 2023. D'autres activités majeures sont menées en France, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'en Suède, en Israël, en Slovaquie 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. De nombreux sites ont été agrandis en 2022. 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 Slovaquie. D'autres sites ont vu le jour en France et au Royaume-Uni suite aux dernières acquisitions.

La situation en matière d'approvisionnement est restée tendue en 2022, mais s'est globalement quelque peu apaisée par rapport à l'année passée. 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. En revanche, le prix de certains produits primaires utilisés par Sartorius Stedim Biotech a augmenté, parfois très fortement.

En matière d'approvisionnement en énergie, l'entreprise a pris des mesures exhaustives en Allemagne afin d'atteindre une indépendance maximale quant à la disponibilité du gaz, si nécessaire.

Sartorius Stedim Biotech a étendu ses capacités de production dans toutes ses régions commerciales, notamment en Chine, en Tunisie et à Porto Rico, et recruté de nouveaux employés en production.

Afin de satisfaire à la demande croissante de consommables en Chine, l'élargissement de la salle blanche de Pékin a été conclu en 2022. Cela a permis de décupler les capacités de production locales pour les poches stériles jetables. Outre ces dernières, l'entreprise a récemment lancé la production d'autres types de filtre dans les salles blanches désormais étendues.

Suite à l'ouverture d'un centre d'application, de validation et de service aux capacités largement renforcées, dédié aux clients de l'industrie biopharmaceutique, sur le site de Shanghai en 2021, Sartorius Stedim Biotech a inauguré de nouveaux centres d'application à Yantai, en Chine, et Bangalore, en Inde, durant l'exercice sous revue. Les clients peuvent ainsi tester les systèmes complexes sur l'un des sites de Sartorius Stedim Biotech avant qu'ils ne soient livrés et implémentés dans leurs usines.