

Aubagne, France, 26 janvier 2023

Résultats préliminaires de Sartorius Stedim Biotech pour 2022

- Chiffre d'affaires à 3 493 millions d'euros, soit une croissance organique¹ de 13,2 % à taux de change constant¹ et une croissance de 15,1 % en tenant compte des acquisitions (croissance déclarée : +21,0 %)
- EBITDA courant¹ à 1 221 millions d'euros, marge correspondante à 35,0 %
- Normalisation notable de la demande conformément aux prévisions
- Perspectives pour 2023 : croissance du chiffre d'affaires estimée à un pourcentage faible à un chiffre et à un pourcentage à un chiffre moyen à élevé sans tenir compte des activités liés à la pandémie de Covid-19 ; marge d'EBITDA courant approximativement au même niveau que l'exercice précédent
- Incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale
- Perspectives pour 2025 essentiellement confirmées, objectifs de chiffre d'affaires revus à la hausse (environ 4,4 milliards d'euros) en raison de l'évolution des prix face à l'inflation ; objectifs de rentabilité inchangés à plus de 35 %

Après une croissance extraordinaire en 2020 et 2021, Sartorius Stedim Biotech, partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a continué à croître plus rapidement que le marché dans son ensemble au cours de l'exercice 2022. Selon les chiffres préliminaires, l'entreprise a enregistré un pourcentage de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et son résultat en glissement annuel. Pour l'exercice 2023, Sartorius Stedim Biotech prévoit une nouvelle croissance et une rentabilité toujours élevée.

« Après deux années exceptionnellement dynamiques, les résultats de l'exercice clôturé sont encore une fois solides. Malgré le contexte opérationnel complexe, nous avons enregistré une croissance générale pour l'ensemble de notre portefeuille et de nos zones géographiques. Par ailleurs, nous estimons avoir plus d'un an d'avance sur notre programme à moyen terme. Sans surprise, en 2023, la tendance sera à un retour à notre schéma de croissance de base. Pour l'exercice en cours, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires modérée et entendons maintenir notre marge bénéficiaire autour du niveau élevé enregistré lors de l'exercice précédent. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous constatons que les facteurs d'une forte croissance restent totalement intacts sur nos marchés. La demande en produits biopharmaceutiques est en hausse dans tous les domaines et toutes les régions et, dans le même temps, le secteur de la biotechnique connaît une phase d'innovation extraordinaire. Nous disposons d'un excellent positionnement pour soutenir nos clients dans leurs projets et pour saisir les opportunités qui en découlent. Les investissements substantiels dans des capacités de production et des acquisitions capables d'étendre nos compétences resteront inscrits dans notre stratégie de croissance. Alors que notre évaluation

fondamentale des tendances du marché à moyen terme n'a pas changé, nous revoyons à la hausse nos prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 pour atteindre 4,4 milliards d'euros, ceci afin de refléter les changements de niveaux de prix induits par l'inflation. Dans le même temps, nous confirmons notre objectif de rentabilité avec une marge d'EBITDA de plus de 35 % », a ainsi déclaré Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général.

Développement des activités du groupe¹

Le chiffre d'affaires a augmenté de 15,1 % à taux de change constant (croissance organique : +13,2 % ; croissance déclarée : +21,0 %) en glissement annuel pour atteindre 3 493 millions d'euros durant l'exercice 2022, porté par une forte croissance organique. Comme prévu, les acquisitions² y ont contribué à environ deux points de pourcentage. Toutes les catégories de produit ont enregistré une hausse, tandis que les activités liées à la pandémie de Covid-19 ont fortement chuté par rapport à l'exercice précédent. Les trois régions commerciales (EMEA³, Amériques et Asie | Pacifique) ont connu une expansion significative, la région Amériques en tête. Les restrictions en Chine face à la pandémie ainsi que la réduction des activités en Russie ont eu un impact relativement mineur sur la croissance.

Après deux années exceptionnelles en raison de la pandémie, les prises de commandes¹ ont, comme anticipé, accusé une baisse en glissement annuel face à la normalisation de la demande et à la chute considérable des activités liées au Covid-19, atteignant 3 315 millions d'euros (à taux de change constant : -13,0 %, déclaré : -9,5 %). En excluant les activités liées à la pandémie, les prises de commandes auraient légèrement augmenté. Les deux dernières années avaient été marquées par la forte demande des fabricants de vaccins, modifiant les habitudes de certains clients qui avaient passé des commandes plus importantes et plus longtemps à l'avance qu'à l'accoutumée.

L'EBITDA courant a augmenté de 18,2 % pour s'établir à 1 221 millions d'euros en 2022. La marge correspondante était de 35,0 % contre 35,8 % lors de l'exercice précédent. En 2021, la marge avait été favorablement influencée par l'évolution partiellement reportée des coûts, notamment en raison du nombre moindre de recrutements par rapport à la croissance du chiffre d'affaires face à la pandémie et de la restriction des voyages d'affaires. Conformément aux prévisions, ces postes de coûts se sont normalisés en 2022 et ont eu un effet défavorable sur la rentabilité. Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant¹ a atteint 797 millions d'euros, soit une hausse de 15,8 % en glissement annuel. Le résultat net courant par action s'est établi à 8,64 euros (exercice précédent : 7,46 euros).

Principaux indicateurs financiers

Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Les capitaux propres se situaient à 2 514 millions d'euros au 31 décembre 2022, soit un ratio de capitaux propres¹ à hauteur de 49,6 % (31 décembre 2021 : 1 733 millions d'euros et 43,9 % respectivement) ; l'endettement brut s'est établi à 1 136 millions d'euros (31 décembre 2021 : 626 millions d'euros). L'endettement net se montait à 1 029 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA courant¹ à 0,8 (31 décembre 2021 : 402 millions d'euros et 0,4 respectivement). Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situait à -442 millions d'euros contre -324 millions d'euros en 2021. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteignait 12,3 % (exercice précédent : 11,2 %).

Augmentation du nombre d'employés

Au 31 décembre 2022, Sartorius Stedim Biotech comptait un total de 11 934 employés dans le monde, soit 1 525 personnes de plus qu'à la fin de l'exercice 2021. Suite à une hausse significative au cours des six premiers mois de 2022, les nouveaux recrutements se sont ralentis en début de deuxième semestre, conformément aux prévisions.

Perspectives pour l'exercice 2023

Après plusieurs années de performances exceptionnelles, Sartorius Stedim Biotech table sur une nouvelle croissance pour l'exercice 2023 en dépit de la normalisation de la demande et du déclin anticipé des activités liées à la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter d'un pourcentage faible à un chiffre. Hors activités liées au Covid-19, cette hausse devrait correspondre à un taux de pourcentage à un chiffre (dans la fourchette moyenne à élevée). Les acquisitions devraient contribuer à la croissance à hauteur d'environ un point de pourcentage. La marge d'EBITDA courant du groupe devrait se situer approximativement au même niveau que l'exercice précédent (35,0 %).

L'entreprise va poursuivre son programme complet d'expansion des capacités en 2023. Le ratio d'investissement devrait se situer à près de 12,5 % et le ratio endettement net / EBITDA courant à environ 0,5. Ces projections ne tiennent pas compte des acquisitions potentielles.

Mise à jour des objectifs de chiffre d'affaires à moyen terme pour l'exercice 2025

Face aux grandes tendances de croissance toujours fortes sur son marché et aux perspectives ainsi positives pour l'entreprise, Sartorius Stedim Biotech confirme ses prévisions de croissance fondamentales. Au vu de l'inflation accrue et des ajustements de prix qui en découlent, l'entreprise réajuste mathématiquement ses prévisions de croissance à moyen terme et table à présent sur un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2025 (contre 4 milliards d'euros selon les précédentes prévisions). Sartorius Stedim Biotech prévoit d'atteindre cette hausse par le biais d'une croissance organique, principalement, mais aussi à travers de nouvelles acquisitions.

Les perspectives du groupe pour la marge d'EBITDA courant en 2025 demeurent inchangées à plus de 35 %. Les objectifs de marge prennent en compte les dépenses d'environ 1 % du chiffre d'affaires du groupe dans le cadre de la réduction de l'intensité des émissions de CO₂ de l'entreprise.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. De plus, la direction note une augmentation du dynamisme et de la volatilité du secteur des sciences de la vie et de l'industrie biopharmaceutique ces dernières années, la pandémie de coronavirus ayant renforcé cette tendance. En outre, les prévisions présupposent que la situation géopolitique et économique mondiale, les chaînes logistiques, le taux d'inflation et l'approvisionnement en énergie ne se dégraderont pas, et qu'aucune nouvelle restriction liée au coronavirus ne sera imposée. Par conséquent, les projections actuelles affichent une part d'incertitude plus grande qu'à l'accoutumée.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces indicateurs visent à améliorer la comparaison des performances au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

- 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

- Organique : les chiffres de croissance organique excluent l'impact des fluctuations des taux de change et les changements dans le cadre de la consolidation
- Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré
- EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents
- Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents et des amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés
- Ratio de capitaux propres : rapport des capitaux propres sur le total bilan
- Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : 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

2 Acquisitions de CellGenix, de Xell, de la division de chromatographie de Novasep et de Albumedix

3 EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à l'exactitude du présent communiqué.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 26 janvier 2023 à 15 h 30 (heure de Paris) afin de commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Vous pouvez vous y inscrire via le lien suivant : <https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=CeBr4sGd>

Informations supplémentaires

<https://www.sartorius.com/en/company/newsroom>

Agenda financier

20 avril 2023	Publication des chiffres du premier trimestre (de janvier à mars 2023)
21 juillet 2023	Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2023)
19 octobre 2023	Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2023)

Chiffres clés préliminaires pour l'ensemble de l'exercice 2022

En millions € sauf indications particulières	2022	2021	Δ en % déclaré	Δ en % cc ¹
Prises de commandes et chiffre d'affaires				
Prises de commandes	3 314,8	3 664,4	-9,5	-13,0
Chiffre d'affaires	3 492,7	2 887,0	21,0	15,1
▪ EMEA	1 318,8	1 199,3	10,0	9,2
▪ Amériques	1 277,8	946,0	35,1	21,4
▪ Asie Pacifique	896,2	741,7	20,8	16,7
Résultats				
EBITDA ²	1 221,4	1 033,4	18,2	
Marge d'EBITDA ² en %	35,0	35,8	-0,8pp	
Résultat net courant ³	796,6	687,8	15,8	
Résultat net courant par action ³ en €	8,64	7,46	15,8	

1 À taux de change constant

2 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents

3 Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et des amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Rapprochement

En millions €, sauf indications particulières	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

En millions €, sauf indications particulières	2022	2021
EBIT (résultat opérationnel)	995,2	865,4
Éléments non récurrents	46,3	26,5
Amortissement IFRS 3	60,7	48,6
Résultat financier normalisé ¹	-20,6	-11,2
Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %) ²	-281,2	-241,6
Résultat net courant	800,4	687,7
Participations ne donnant pas le contrôle	-3,8	0,1
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	796,6	687,8
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 sur la trésorerie

en millions € sauf indications particulières	2022	2021
Endettement brut	1 135,7	625,5
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	107,1	223,6
Endettement net	1 028,6	401,9
EBITDA courant (12 mois)	1 221,4	1 033,4
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	11,7	6,1
EBITDA courant pro forma	1 233,1	1 039,5
Endettement net/EBITDA courant	0,8	0,4

en millions € sauf indications particulières	2022	2021
Chiffre d'affaires	3 492,7	2 887,0
Dépenses d'investissement	430,6	324,0
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	12,3	11,2

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basée à Aubagne, en France, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3.5 milliards d'euros, avec un effectif de quelque 12 000 personnes, selon des chiffres préliminaires.

Contact

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

Suivez Sartorius Stedim Biotech sur Twitter [@Sartorius_Group](#) et sur LinkedIn.