

Aubagne, France, 21 juillet 2022

Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier semestre 2022

- Chiffre d'affaires en progression de 22,1 % à taux de change constant ; marge d'EBITDA courant à 35.2 %
- Confirmation des perspectives pour 2022 : augmentation du chiffre d'affaires anticipée entre 15 % et 19 % ; marge d'EBITDA courant prévue à plus de 35 %
- Incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale

Sartorius Stedim Biotech, partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et son résultat au cours du premier semestre 2022, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

« Sartorius Stedim Biotech a affiché de belles performances durant le premier semestre, dans un contexte de plus en plus difficile. Nous avons enregistré une croissance significative et réussi à maintenir une forte marge bénéficiaire malgré un certain impact négatif des effets de change. Depuis le début de l'année, nous avons augmenté nos effectifs d'environ 1 500 personnes à l'échelle mondiale, et les dernières acquisitions contribuent au développement de nos activités comme prévu. Compte tenu de la demande sous-jacente solide de notre secteur et du bon niveau de prises de commandes, nous confirmons nos objectifs pour l'ensemble de l'exercice ainsi que notre programme d'investissement ambitieux, et ce malgré une inflation supérieure et une demande inférieure liée au coronavirus. Cependant, face aux incertitudes dues au contexte politique et économique mondial actuel et à la situation tendue qui en résulte pour les chaînes d'approvisionnement, nos projections et perspectives sont également incertaines », explique Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et Président-Directeur Général.

Développement des activités du groupe¹

Au cours du premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 22,1 % en glissement annuel et à taux de change constant (déclaré : +27,5 %) pour atteindre environ 1 724 millions d'euros. Ces performances ont été principalement portées par une croissance organique, les acquisitions² ayant contribué à près de 2 points de pourcentage de la croissance du chiffre d'affaires. Tous les principaux segments de produits ont concouru à cette progression favorable avec de forts taux de croissance à deux chiffres, tandis que les affaires avec les fabricants de vaccins se sont normalisées plus rapidement que prévu. Les trois régions commerciales (EMEA³, Amériques et Asie | Pacifique) ont connu un taux de croissance à deux chiffres à taux de change constant. Les restrictions en Chine face à la pandémie ont eu un impact relativement faible sur la croissance.

Suite à des taux de croissance exceptionnellement élevés en raison de la pandémie au cours du premier semestre 2021, les prises de commandes ont, elles aussi, poursuivi leur normalisation pour atteindre

1 827 millions d'euros, soit, comme prévu, un chiffre légèrement en-deçà du niveau de l'année dernière à 1 890 millions d'euros (à taux de change constant : -7,3 %, déclaré : -3,3 %).

Face à la forte croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA courant a progressé de 24,5 % pour s'établir à 607 millions d'euros au cours du premier semestre. La marge correspondante a atteint 35,2 % (même période l'an passé : 36,1 %). Cette évolution a été influencée par des économies d'échelle positives, elles-mêmes contrebalancées par des effets de change négatifs et, conformément aux prévisions, par des coûts supérieurs suite au recrutement de nouveaux employés ainsi qu'à l'augmentation des voyages d'affaires. Les effets des évolutions de prix et des ajustements du côté des achats comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant a atteint 405 millions d'euros, soit une hausse de 26,0 % en glissement annuel. Le résultat net courant par action s'est établi à 4,40 euros (même période de l'exercice précédent : 3,49 euros).

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Au 30 juin 2022, son ratio de capitaux propres s'élevait à 48,6 % (31 décembre 2021 : 43,9 %). À la date de clôture, le ratio endettement net / EBITDA courant atteignait 0,5 contre 0,4 en fin d'exercice 2021. Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situait à -180 millions d'euros contre -113 millions d'euros au premier semestre 2021. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires se montait à 10,4 % (même période de l'année précédente : 8,4 %).

Augmentation du nombre d'employés

Au 30 juin 2022, Sartorius Stedim Biotech employait un total de 11 942 personnes dans le monde entier, soit 1 533 employés de plus qu'à la fin du mois de décembre 2021.

Confirmation des perspectives pour l'exercice 2022

La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours : la croissance du chiffre d'affaires consolidé est projetée entre 15 % et 19 %, et la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à 2 points de pourcentage. En termes de rentabilité, Sartorius Stedim Biotech anticipe toujours une marge d'EBITDA courant à plus de 35 %.

Le ratio d'investissement devrait atteindre environ 14,5 % et le ratio d'investissement net / EBITDA courant devrait se situer à près de 0,2 à la fin de l'exercice. Ces projections ne tiennent pas compte d'autres acquisitions potentielles.

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, elles présupposent que la situation géopolitique et économique mondiale, les chaînes logistiques, le taux d'inflation et l'approvisionnement en énergie ne se dégraderont pas davantage, et qu'aucune nouvelle restriction liée au coronavirus ne sera imposée. Par conséquent, les prévisions actuelles affichent une part d'incertitude plus grande qu'à l'accoutumée.

1 Sartorius 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

- 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, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés
- 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 Acquisition de CellGenix, de Xell et de la division de chromatographie de Novasep

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 21 juillet 2022 à 15h30 (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.chorusScall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=PBMZ53Mz>

Informations supplémentaires

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

Agenda financier

19 octobre 2022

Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2022)

Indicateurs clés de performance pour le premier semestre 2022

En millions € sauf indications particulières	6 premiers mois 2022	6 premiers mois 2021 ¹	Δ en %	Δ en % tc ²
Prise de commandes et chiffre d'affaires				
Prises de commandes	1 826,7	1 889,9	-3,3	-7,3
Chiffre d'affaires	1 724,3	1 351,9	27,5	22,1
▪ EMEA ³	682,3	580,1	17,6	17,0
▪ Amériques ³	592,9	419,8	41,2	29,0
▪ Asie Pacifique ³	449,2	352,0	27,6	22,4
Résultats				
EBITDA ⁴	607,0	487,4	24,5	
Marge d'EBITDA ⁴ en %	35,2	36,1		
Résultat net ⁵	484,9	274,2	76,8	
Résultat net courant ⁶	405,2	321,6	26,0	
Résultat net courant par action ⁶ en €	4,40	3,49	26,0	

1 Les chiffres relatifs à la période de reporting 2021 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de BIA Separations

2 tc = à taux de change constant

3 Selon la localisation des clients

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

5 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

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

Tableau de rapprochement

en millions €	6 premiers mois 2022	6 premiers mois 2021 ¹
EBIT (résultat opérationnel)	518,6	416,3
Éléments non récurrents	5,0	7,0
Dépréciations et amortissements	83,4	64,1
EBITDA courant	607,0	487,4

en millions €	6 premiers mois 2022	6 premiers mois 2021 ¹
EBIT (Résultat opérationnel)	518,6	416,3
Eléments non-récurrents	5,0	7,0
Amortissements IFRS 3	29,9	19,9
Résultat financier normalisé ²	-5,7	-5,1
Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %) ³	-142,4	-113,9
Résultat net courant	405,4	324,2
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,2	-2,6
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	405,2	321,6
Résultat net courant par action en €	4,40	3,49

1 Les chiffres relatifs à la période de reporting 2021 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de BIA Separations.

2 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture, effets de change liés aux opérations de financement et fluctuations de l'estimation des contreparties éventuelles

3 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie

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. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté 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 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,89 milliards d'euros, avec un effectif de quelque 10 400 personnes.

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.