

Aubagne, le 21 juillet 2023

Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier semestre 2023

- Chiffre d'affaires à 1 402 millions d'euros, soit une baisse organique de 19,6 % à taux de change constant¹ et une baisse de 18,5 % en tenant compte des acquisitions² (baisse déclarée : -18,7 %)
- EBITDA courant¹ à 416 millions d'euros, marge correspondante à 29,7 %
- Prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité confirmées pour l'ensemble de l'exercice 2023 ; incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale
- Acquisition de Polyplus conclue, lancement de l'intégration

Après la croissance extraordinaire des années précédentes provoquées par les activités liées à la pandémie et à l'accumulation de stocks par les clients, Sartorius Stedim Biotech a connu une demande temporairement faible tout au long du premier semestre 2023. Par conséquent, l'entreprise a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au cours des six premiers mois de l'année, ainsi qu'une rentabilité moindre, mais encore relativement élevée. La direction a confirmé les prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice, qui ont été corrigées mi-juin.

"La situation est restée difficile sur nos marchés tout au long du premier semestre. L'évolution des prises de commandes est demeurée faible plus longtemps que nous ne l'avions initialement anticipé, car les clients ont continué à réduire leurs stocks et ont moins investi en raison des capacités de production disponibles. Selon nos prévisions, ces facteurs défavorables ne sont que temporaires et la demande devrait progressivement repartir à la hausse au second semestre 2023. Compte tenu des facteurs de croissance robustes sur nos marchés, nous poursuivons notre programme d'investissement mondial, tout en intégrant des technologies innovantes à notre portefeuille. À cet égard, l'acquisition réussie de Polyplus viendra renforcer notre offre sur les marchés en forte croissance des thérapies cellulaires et géniques », a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

Développement des activités¹

Comme nous l'avions anticipé, la normalisation de la demande s'est poursuivie dans toutes les régions au deuxième trimestre et a par conséquent dominé le premier semestre 2023 dans son ensemble. Suite aux années précédentes exceptionnellement robustes, en raison de la pandémie, les performances de Sartorius Stedim Biotech ont été largement impactées par les réductions de stock attendues et la frilosité des clients à investir pendant les six premiers mois de l'année 2023. En conséquence, le chiffre d'affaires a diminué de 18,5 % à taux de change constant (baisse organique : - 19,6 %, baisse déclarée : - 18,7 %), pour atteindre 1 402 millions d'euros, par rapport au niveau élevé de l'exercice précédent. En excluant les activités liées au Covid-19, la baisse à taux de change constant se situe légèrement au-dessus de 10 %. Les prises de commandes ont reculé de 37,2 % à taux de change constant (baisse déclarée : -37,5 %) pour atteindre 1 142 millions d'euros.

Au cours du premier semestre 2023, l'EBITDA courant a diminué de 31,5 %, s'établissant à 416 millions d'euros, principalement en raison de l'évolution du volume. La marge correspondante s'est montée à 29,7 % contre 35,2 % pour la même période de l'exercice précédent. Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant s'élève à 242 millions d'euros, contre 405 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le résultat net courant par action s'élève à 2,62 euros (même période de l'exercice précédent : 4,40 euros). Au 30 juin 2023, le groupe employait 11 135 personnes dans le monde, contre 11 934 fin 2022.

Indicateurs financiers clés

Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Les capitaux propres se situaient à 2 603 millions d'euros au 30 juin 2023, soit un ratio de capitaux propres¹ à hauteur de 50,2 % (31 décembre 2022 : 2 514 millions d'euros et 49,6 % respectivement) ; l'endettement brut s'est établi à 1 359 millions d'euros (31 décembre 2022 : 1 136 millions d'euros). L'endettement net se montait à 1 248 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA courant¹ à 1,2 (31 décembre 2022 : 1 029 millions d'euros et 0,8 respectivement). Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situait à -262 millions d'euros contre -180 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteignait 18,7 % (même période de l'exercice précédent : 10,4 %).

L'acquisition de Polyplus conclue avec succès

Le 18 juillet 2023, après la clôture du second trimestre, Sartorius Stedim Biotech a conclu avec succès l'acquisition de Polyplus annoncée en mars 2023.

Perspectives pour l'exercice 2023

La direction confirme les prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour 2023, qui ont été corrigées mi-juin. En conséquence, la direction s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires diminue d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines pour l'ensemble de l'exercice ; si l'on exclut les activités liées au Covid-19, le chiffre d'affaires diminuerait d'un pourcentage compris entre le haut de la fourchette à un chiffre et le bas de la fourchette des dizaines. Selon les prévisions, les acquisitions, dont celle de Polyplus, devraient contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à l'évolution du chiffre d'affaires (sans Polyplus 1 point de pourcentage). La marge d'EBITDA courant devrait être de l'ordre de 30 % (exercice précédent : 35,0 %). L'effet de marge positif de l'acquisition de Polyplus ne devrait pas avoir d'incidence significative à cet égard, dans la mesure où il a été enregistré dans le courant de l'année.

Le ratio d'investissement en 2023 devrait se situer à près de 15 % et le ratio endettement net / EBITDA courant à légèrement inférieur à 4. Ces prévisions tiennent compte de l'acquisition de Polyplus, mais pas de potentielles acquisitions futures.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors de la prévision des chiffres d'affaires.

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, hors 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 la division de chromatographie de Novasep et d'Albumedix

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

René Fáber, Directeur Général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 21 juillet 2023 à 15h30 (heure de Paris) afin de commenter les résultats de la société avec les analystes et investisseurs. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante :

<https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=dYPLeK17>

Informations supplémentaires

Le communiqué de presse et le contenu média correspondant sont disponibles ici :

<https://www.sartorius.com/en/company-de/newsroom-de#id-1176892>

Actualités :

<https://www.sartorius.com/en/company-fr/newsroom-fr/corporate-news-fr>

Agenda financier

19 octobre 2023 : Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2023)

Chiffres clés du premier semestre 2023

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2023	6 mois 2022	Δ en %	Δ en % tc ¹
Prises de commandes et chiffres d'affaires				
Prises des commandes	1 142,3	1 826,7	-37,5	-37,2
Chiffre d'affaires	1 401,8	1 724,3	-18,7	-18,5
▪ EMEA ²	551,4	682,3	-19,2	-19,5
▪ Amériques ²	525,6	592,9	-11,3	-12,4
▪ Asie Pacifique ²	324,9	449,2	-27,7	-25,2
Résultat				
EBITDA ³	415,7	607,0	-31,5	
Marge d'EBITDA courant ³ en %	29,7	35,2		
Résultat net courant ⁴	241,5	405,2	-40,4	
Résultat net par action ⁴ en €	2,62	4,40	-40,4	
Résultat net ⁵	244,2	484,9	-49,6	

1 tc = à taux de change constant

2 Selon la localisation des clients

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

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

5 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2023	6 mois 2022
EBIT (résultat opérationnel)	266,6	518,6
Éléments non récurrents	50,0	5,0
Dépréciation amortissement	99,0	83,4
EBITDA courant	415,7	607,0

en millions € sauf indications particulières	6 mois 2023	6 mois 2022
EBIT (Résultat opérationnel)	266,6	518,6
Éléments non-récurrents	50,0	5,0
Amortissement IFRS 3	33,7	29,9
Résultat financier normalisé ¹	-23,5	-5,7
Charge d'impôt normalisé (26%) ²	-85,0	-142,4
Résultat net courant	241,9	405,4
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,4	-0,2
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	241,5	405,2
Résultat net courant par action en €	2,62	4,40

1 Résultat financier hors ajustements de la juste valeur des instruments de couverture et effets de change liés aux activités de financement et variation de l'évaluation du passif d'earn-out

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

En millions €, sauf indications particulières	6 mois 2023	6 mois 2022
Endettement brut	1 358,5	732,3
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	110,0	156,1
Endettement net	1 248,5	576,1
EBITDA courant (12 mois)	1 030,1	1 153,0
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	3,6	5,5
EBITDA courant proforma (12 mois)	1 033,8	1 158,5
Ratio endettement net EBITDA courant	1,2	0,5

En millions €, sauf indications particulières	6 mois 2023	6 mois 2022
Chiffre d'affaires	1 401,8	1 724,3
Dépenses d'investissement	261,9	179,9
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	18,7	10,4

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance organique significative et étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros. À la fin de l'année 2022, quelque 12 000 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

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.