

Aubagne, France, 20 avril 2023

Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier trimestre 2023

- Chiffre d'affaires à 726 millions d'euros, soit une baisse organique de 18,4 % à taux de change constant¹ et de 17,2 % à taux de change constant¹ en tenant compte des acquisitions² (baisse déclarée : -15,8 %)
- EBITDA courant¹ à 220 millions d'euros, marge correspondante à 30,3 %
- Prévisions pour l'ensemble de l'exercice confirmées ; incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale

Ces dernières années, les activités liées au Covid-19 et l'accumulation de stocks par les clients avaient enclenché une forte dynamique de croissance. Comme prévu, la normalisation de la demande au sein de Sartorius Stedim Biotech se poursuit au premier trimestre 2023 et a conduit à une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat au cours des trois premiers mois de l'année. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction anticipe toujours une croissance modérée de son chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire aussi élevée que celle enregistrée lors de l'exercice précédent.

« L'environnement volatile et des bases de comparaison difficiles ont fait de ces trois premiers mois de l'année une période intense. Comme prévu, la réduction des stocks des clients s'est poursuivie et l'activité liée au Covid-19 est devenue marginale. Bien que nous ayons ajusté nos capacités à court terme pour faire face à la demande actuelle et surveiller attentivement nos coûts, nous prévoyons que les effets de la normalisation ne joueront plus de rôle significatif au deuxième semestre. Nous confirmons donc nos prévisions pour l'exercice 2023, malgré les fortes incertitudes de l'environnement économique actuel, y compris dans notre secteur », déclare René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Dans le même temps, nous avons lancé, au premier trimestre, un important processus d'acquisition relatif au projet de rachat de l'entreprise française Polyplus, et nous avons poursuivi notre ambitieux programme d'investissement, ce qui témoigne de notre confiance dans la croissance substantielle du marché biopharmaceutique. Les thérapies innovantes gagnent du terrain et les pipelines des clients se portent bien. Nous sommes donc bien positionnés pour soutenir leurs efforts de commercialisation de nouveaux médicaments. »

Développement des activités¹

Comme prévu, la normalisation de la demande enclenchée au troisième trimestre 2022 s'est poursuivie au premier trimestre 2023 dans toutes les régions, alors que le chiffre d'affaires lié au Covid-19 a presque totalement disparu. Au cours des trois premiers mois, Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros, soit une baisse de 17,2 % à taux de change constant (baisse organique : -18,4 %, baisse déclarée : -15,8 %) par rapport au niveau exceptionnellement élevé enregistré pour la même

période de l'année précédente. En excluant les activités liées à la pandémie de Covid-19, la baisse se situe dans la fourchette supérieure d'un taux à un chiffre.

Suite à des chiffres exceptionnels l'an passé, les prises de commandes¹ ont atteint 601 millions d'euros (à taux de change constant : -37,5 %, baisse déclarée : -36,7 %). Ces chiffres sont principalement liés à la réduction des stocks que les clients avaient accumulés durant la pandémie.

À 220 millions d'euros, l'EBITDA courant recule de 27,5 % pour les trois premiers mois de l'année en raison d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une augmentation des prix de base. La marge correspondante s'est montée à 30,3 % 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 courant¹ s'élève à 131 millions d'euros, contre 203 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le résultat net courant par action s'élève à 1,43 euros (même période de l'exercice précédent : 2,21 euros). Au 31 mars 2023, le groupe employait 11 581 personnes dans le monde, contre 11 934 fin 2022.

Principaux indicateurs financiers

Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Les capitaux propres se situaient à 2 454 millions d'euros au 31 mars 2023, soit un ratio de capitaux propres¹ à hauteur de 48,2 % (31 décembre 2022 : 2 514 millions d'euros et 49,6 % respectivement) ; l'endettement brut s'est établi à 1 307 millions d'euros (31 décembre 2022 : 1 136 millions d'euros). L'endettement net se montait à 1 213 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA courant¹ à 1,1 (31 décembre 2022 : 1 029 millions d'euros et 0,8 respectivement). Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situait à -116 millions d'euros contre -77 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteignait 16,0 % (même période de l'exercice précédent : 8,9 %).

Perspectives pour l'exercice 2023

La direction confirme ses prévisions pour l'exercice en cours. En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter d'un pourcentage faible à un chiffre. Hors activités liées au Covid-19, l'augmentation devrait se situer dans une fourchette moyenne à élevée de pourcentage à un chiffre. Les acquisitions devraient générer environ 1 point de croissance, hors projet de rachat de Polyplus. La marge d'EBITDA courant du groupe devrait se situer approximativement au même niveau que l'exercice précédent (35,0 %).

L'entreprise poursuit son vaste programme de développement de ses capacités à moyen terme. 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. Les acquisitions possibles, y compris le projet de rachat de Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. De plus, la direction note une augmentation significative du dynamisme et de la volatilité du secteur des sciences de la vie et de l'industrie biopharmaceutique ces dernières années, la pandémie de Covid-19 ayant renforcé cette tendance. En outre, les prévisions présupposent que la situation géopolitique et économique mondiale ne se dégradera pas. 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, 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 20 avril 2023 à 15 h 30 (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=yQc2mAvC>

Informations supplémentaires

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

Agenda financier

21 juillet 2023 : Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2023)

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

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 Müller

Responsable des relations avec les investisseurs

+49 (0)551 308 6035

petra.mueller2@sartorius.com

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

Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2023

En millions d'euros sauf indications particulières	T1 2023	T1 2022 ¹	Δ en % déclaré	Δ en % cc ²
Prises de commandes et chiffre d'affaires				
Prises de commandes	601,3	949,7	-36,7	-37,5
Chiffre d'affaires	726,1	862,5	-15,8	-17,2
▪ EMEA	296,8	348,6	-14,8	-16,2
▪ Les Amériques	258,2	293,7	-12,1	-15,6
▪ Asie Pacifique	171,1	220,2	-22,3	-21,1
Résultats				
EBITDA courant ³	220,1	303,7	-27,5	
Marge d'EBITDA courant ³ en %	30,3	35,2		
Résultat net courant ⁴	131,4	203,4	-35,4	
Résultat net courant ⁴ par action en €	1,43	2,21	-35,4	
Résultat net ⁵	111,1	270,2	58,9	

1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de la division Chromatographie de Novasep au début de l'année 2022

2 cc = à taux de change constant

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

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

5 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

Rapprochement

en millions €	T1 2023	T1 2022 ¹
EBIT (résultat opérationnel)	153,7	261,3
Éléments non récurrents	17,8	1,9
Dépreciation amortissement	48,6	40,6
EBITDA courant	220,1	303,7

en millions d'euros sauf indications particulières	T1 2023	T1 2022 ¹
EBIT (résultat opérationnel)	153,7	261,3
Eléments non-récurrents	17,8	1,9
Amortissement IFRS 3	16,8	14,8
Résultat financier normalisé ²	-10,3	-2,7
Charge d'impôt normalisé (26%) ³	-46,3	-71,6
Résultat net courant après impôts	131,8	203,7
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,4	-0,3
Résultat net courant après impôts et participations ne donnant pas le contrôle	131,4	203,4
Résultat net courant par action en €	1,43	2,21

- 1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de la division Chromatographie de Novasep au début de l'année 2022
- 2 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 »
- 3 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie

en millions €, sauf indications particulières	T1 2023	T1 2022 ¹
Endettement brut	1 306,8	631,1
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	94,0	165,1
Endettement net	1 212,8	466,0
EBITDA courant (12 mois)	1 137,8	1 105,5
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	7,3	10,9
EBITDA courant pro forma (12 mois)	1 145,0	1 116,4
Ratio endettement net EBITDA courant	1,1	0,4

en millions €, sauf indications particulières	T1 2023	T1 2022 ¹
Chiffre d'affaires	726,1	862,5
Dépenses d'investissement	115,8	77,2
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	16,0	8,9

- 1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de la division Chromatographie de Novasep au début de l'année 2022

Etat du résultat net

	T1 2023	T1 2022 ¹
en millions €		
Chiffre d'affaires	726,1	862,5
Coût des ventes	-351,6	-407,9
Marge brute	374,5	454,5
Frais commerciaux et de distribution	-115,3	-109,7
Frais de recherche et développement	-35,4	-33,3
Frais généraux	-37,5	-40,9
Autres produits et charges opérationnelles	-32,6	-9,4
EBIT (Résultat opérationnel)	153,7	261,3
Produits financiers	15,3	87,5
Charges financières	-20,4	-11,0
Résultat financier	-5,1	76,5
Résultat avant impôts	148,6	337,8
Impôt sociétés	-37,1	-67,4
Résultat net de la période	111,4	270,5
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	111,1	270,2
Participations ne donnant pas le contrôle	0,4	0,3
Résultat net par action (€)	1,21	2,93
Résultat net dilué par action (€)	1,21	2,93

- 1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de la division Chromatographie de Novasep au début de l'année 2022

Etat des autres éléments du résultat global

en millions €	T1 2023	T1 2022 ¹
Résultat net de la période	111,4	270,5
Couvertures des flux de trésorerie	3,3	-3,4
- dont partie efficace de la variation de juste valeur	-2,6	-7,9
- dont reclassées en résultat	5,9	4,6
Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie	-1,0	1,0
Écarts de conversion	-17,7	5,1
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	-15,4	2,7
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	-15,4	2,7
Résultat global net d'impôt	96,0	273,2
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	96,0	272,9
Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	0,3

- 1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de la division Chromatographie de Novasep au début de l'année 2022

Etat de la situation financière

	31 mars 2023 en millions €	31 déc. 2022 en millions €
Actif		
Actifs non courants		
Goodwill	1 135,3	1 136,4
Autres immobilisations incorporelles	870,6	876,8
Immobilisations corporelles	1 355,3	1 292,0
Immobilisations financières	24,6	24,9
Autres actifs	2,5	2,5
Actifs d'impôts différés	62,2	61,6
	3 450,4	3 394,2
Actifs courants		
Stocks	1 060,9	1 024,8
Créances clients	362,0	404,6
Autres actifs financiers	19,0	31,4
Actifs d'impôts exigibles	25,9	14,0
Autres actifs	84,5	89,4
Trésorerie et équivalents	94,0	107,1
	1 646,2	1 671,2
Total actif	5 096,7	5 065,4
Passif	31 mars 2023 en millions €	31 déc. 2022¹ en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	2 420,3	2 449,3
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	2 170,3	2 199,4
Participations ne donnant pas le contrôle	34,1	64,9
	2 454,4	2 514,2
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	31,9	31,7
Autres provisions	12,8	12,3
Emprunts et dettes financières	1 020,3	1 020,6
Passifs de loyers	91,9	91,1
Autres passifs financiers	156,6	181,2
Passifs d'impôts différés	177,2	178,3
	1 490,8	1 515,3
Passifs courants		
Provisions	21,7	25,7
Dettes fournisseurs	454,9	485,6
Emprunts et dettes financières	174,9	4,5
Passifs de loyers	19,7	19,5
Avantages au personnel	91,3	74,1
Autres passifs financiers	65,3	119,7
Passifs d'impôts exigibles	215,3	209,6
Autres passifs	108,3	97,1
	1 151,5	1 035,9
Total capitaux propres et passif	5 096,7	5 065,4

Tableau de flux de trésorerie

en millions €	T1 2023	T1 2022 ¹
Résultat avant impôts	148,6	337,8
Résultat financier	5,1	-76,5
Amortissement Dépréciation des immobilisations	48,6	40,6
Variation des provisions	-3,3	2,8
Variation des actifs courants et autres actifs	51,4	-40,5
Variation des stocks	-46,4	-64,8
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	6,6	1,6
Intérêts reçus	0,8	1,2
Impôts décaissés	-46,2	-31,3
Autres éléments non financiers	0,5	0,7
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	165,6	171,7
Investissements	-115,8	-77,2
Autres paiements	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	-115,8	-122,3
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	0,0	-45,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-115,8	-122,3
Intérêts payés et autres charges financières	-5,3	-2,4
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A.	-132,7	0,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-1,2	-1,1
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	-87,4	0,0
Remboursements d'emprunts	-6,7	-111,8
Souscriptions d'emprunts	170,5	12,3
Acquisition/vente d'actions propres	-0,6	-5,6
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-63,5	-108,7
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	-13,8	-59,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	107,1	223,6
Incidences des variations du cours des devises de la période	0,7	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	94,0	165,1

- 1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de la division Chromatographie de Novasep au début de l'année 2022.