

Aubagne, France | 18 avril 2024

## Sartorius Stedim Biotech publie ses résultats non audités pour le premier trimestre 2024

- Chiffre d'affaires à 667 millions d'euros, soit une baisse organique de 9,4 % à taux de change constant<sup>1</sup> et une baisse de 6,7 % à taux de change constant en tenant compte des acquisitions<sup>2</sup> (baisse déclarée : - 8,2 %)
- Augmentation des prises de commandes de 13,9 % à 676 millions d'euros (déclarée : 12,5 %), avec une croissance significative des activités récurrentes, tandis que la demande de la Chine reste faible ; le rapport commandes-facturation légèrement supérieur à 1
- EBITDA courant<sup>1</sup> à 191 millions d'euros, marge correspondante à 28,6 % ; résultat net à 56 millions d'euros
- Prévisions pour l'ensemble de l'exercice confirmées ; incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale

Dans un environnement de marché toujours difficile, Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a clôturé son premier trimestre largement dans la fourchette des attentes, enregistrant une augmentation des prises de commandes et une baisse du chiffre d'affaires par rapport à une période de l'année précédente nettement plus forte. Pour l'ensemble de son exercice, la société continue d'anticiper une reprise progressive de l'activité au fil des trimestres et prévoit une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre, dans la fourchette moyenne à supérieure.

« Dans l'ensemble, les trois premiers mois ont montré la poursuite de la reprise prévue, mais la dynamique de notre portefeuille et de nos régions a été mitigée. La normalisation de la demande s'est poursuivie, notamment dans notre activité principale récurrente des consommables, où les commandes reprennent, ce qui indique que les clients ont progressé davantage dans la réduction des stocks. En outre, il est encourageant de constater que les activités avec les clients des thérapies cellulaires et géniques, qui constituent un axe stratégique majeur, ont continué à enregistrer de bons résultats. D'autre part, les investissements des clients dans le matériel et les équipements système sont restés modestes, notamment en Chine et dans une certaine mesure également en Europe, ce qui a entraîné un développement modéré de notre activité d'équipements. En termes de rentabilité, nous avons atteint une marge opérationnelle solide et nos programmes d'efficacité en cours devraient produire d'autres résultats au cours de l'exercice », a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

### Développement des activités<sup>1</sup>

Au cours du premier trimestre de l'exercice, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une augmentation des prises de commandes<sup>1</sup> de 13,9 % à taux de change constant (déclarée : 12,5 %) pour atteindre 676 millions d'euros, avec une croissance émanant de toutes les régions à l'exception de la Chine. Compte tenu des réductions de stocks avancées de la part des clients, les activités se sont redressées depuis la fin du

troisième trimestre 2023. Le volume des commandes a été légèrement supérieur au chiffre d'affaires au cours des trois premiers mois de 2024, qui s'est élevé à 667 millions d'euros, soit une baisse de 6,7 % à taux de change constant (baisse organique : - 9,4 % ; baisse déclarée : - 8,2 %) par rapport au chiffre élevé de la période de l'année précédente. Ce chiffre comprend une contribution à la croissance des acquisitions<sup>2</sup> de 2,7 points de pourcentage.

D'un point de vue régional, la normalisation de la demande a été visible dans toutes les régions commerciales : la région EMEA<sup>3</sup> a enregistré une augmentation des prises de commandes de 8,6 %, avec un chiffre d'affaires en baisse de 3,8 %. Sur le continent américain, les prises de commandes ont connu une croissance à deux chiffres de 29,4 %, tandis que le chiffre d'affaires a baissé de 8,6 %. En Asie/Pacifique, les prises de commandes ont augmenté de 3,2 % à taux de change constants, tandis que la faiblesse persistante du marché en Chine a entraîné une baisse du chiffre d'affaires (- 8,8 %).

L'EBITDA courant a diminué de 13,2 % pour atteindre 191 millions d'euros au cours des trois premiers mois, avec des effets positifs liés au mix produit et des ajustements de la base de coûts compensant partiellement l'évolution négative des volumes. La marge s'est établie à 28,6 % contre 30,3 % sur la même période l'année précédente.

Le résultat net courant<sup>1</sup> s'élève à 84 millions d'euros, contre 131 millions d'euros au premier trimestre 2023. Le résultat net s'élève à 56 millions d'euros, contre 111 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le résultat net courant par action se monte à 0,86 euro (exercice précédent : 1,43 euros) et le résultat net par action à 0,58 euro (exercice précédent : 1,21 euros). Au 31 mars 2024, le Groupe employait 10 493 personnes dans le monde, après 11 581 au cours du trimestre de l'année précédente (31 décembre 2023 : 10 662 personnes).

### **Indicateurs financiers clés**

Les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech se maintiennent à un niveau sain. Les capitaux propres s'élevaient à 3 867 millions d'euros au 31 mars 2024, tandis que le ratio de capitaux propres<sup>1</sup> a augmenté pour atteindre 45,8 % (31 décembre 2023 : 2 673 millions d'euros et 34,5 %, respectivement), principalement en raison des mesures relatives aux capitaux propres menées à bien au début du mois de février 2024. L'endettement brut a baissé à 3 189 millions d'euros (31 décembre 2023 : 3 682 millions d'euros), tandis que l'endettement net baissait à 2 494 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA<sup>1</sup> courant à 3,3 (31 décembre 2023 : 3 565 millions d'euros et 4,5 respectivement).

En raison principalement de la baisse des bénéfices, le flux de trésorerie net d'exploitation s'est élevé à 55 millions d'euros, contre 166 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement s'élevait à - 109 millions d'euros contre - 116 millions d'euros au premier trimestre 2023. Le ratio des dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteint 16,4 % (même période de l'exercice précédent : 16,0 %).

### **Perspectives pour l'exercice 2024**

La direction confirme ses attentes pour l'exercice en cours et continue d'anticiper un premier semestre 2024 modéré et une dynamique commerciale croissante au cours de l'année. De plus, les performances de l'entreprise pourraient également être affectées par l'augmentation des tensions géopolitiques et les ralentissements économiques.

Par conséquent, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devrait augmenter d'un chiffre, dans la fourchette moyenne à supérieure, incluant la contribution des entreprises acquises à hauteur de 2 points de pourcentage. En termes de rentabilité, la direction prévoit que la marge d'EBITDA courant dépasse 30 %, contre 28,3 % pour l'année précédente. La rentabilité supérieure à la moyenne des activités de Polyplus devrait avoir un effet légèrement positif sur l'évolution de la marge. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 13 % (exercice précédent : 17,1 %), et le ratio d'endettement net sur EBITDA<sup>1</sup> courant devrait se situer légèrement en dessous de 2,5.

*Les prévisions ont été préparées sur la base des données antérieures et sont conformes aux principes comptables. Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. 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 des prévisions de développement des activités.*

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 Acquisition de Polyplus

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. Le communiqué de presse original en langue française est la version faisant foi.

## Conférence téléphonique

René Fáber, Directeur Général du Groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 18 avril 2024 à 13H (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://sar.to/Q1\\_IR\\_SSB\\_Registration](https://sar.to/Q1_IR_SSB_Registration)

Agenda financier

19 juillet 2024	Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2024)
17 octobre 2024	Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2024)

Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2024

En millions d'euros sauf indications particulières	T1 2024	T1 2023	Δ en % déclaré	Δ en % cc <sup>1</sup>
<b>Prises de commandes et chiffre d'affaires</b>				
Prises de commandes	676,3	601,3	12,5	13,9
Chiffre d'affaires <sup>2</sup>	666,9	726,1	-8,2	-6,7
▪ EMEA <sup>3</sup>	284,4	296,8	-4,2	-3,8
▪ Les Amériques <sup>3</sup>	233,4	258,2	-9,6	-8,6
▪ Asie   Pacifique <sup>3</sup>	149,1	171,1	-12,8	-8,8
<b>Résultats</b>				
EBITDA <sup>4</sup>	191,0	220,1	-13,2	
Marge d'EBITDA <sup>4</sup> en %	28,6	30,3		
Résultat net courant <sup>5</sup>	84,1	131,4	-36,0	
Résultat net courant <sup>5</sup> par action en €	0,86	1,43	-39,4	
Résultat net <sup>6</sup>	56,1	111,1	-49,5	
Résultat par action <sup>6</sup> en €	0,58	1,21	-52,2	

1 À 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,

2 Toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré

3 Selon la localisation des clients

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

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

6 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité

## Rapprochement

en millions €	T 1 2024	T1 2023
EBIT (résultat opérationnel)	110,0	153,7
Éléments non récurrents	10,6	17,8
Dépréciation   amortissement	70,4	48,6
<b>EBITDA courant</b>	<b>191,0</b>	<b>220,1</b>

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

en millions d'euros sauf indications particulières	T1 2024	T1 2023
EBIT (résultat opérationnel)	110,0	153,7
Eléments non-récurrents	10,6	17,8
Amortissement   IFRS 3	29,7	16,8
Résultat financier normalisé <sup>1</sup>	-35,5	-10,3
Charge d'impôt normalisé (26%) <sup>2</sup>	-29,9	-46,3
<b>Résultat net courant après impôts</b>	<b>85,0</b>	<b>131,8</b>
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,9	-0,4
<b>Résultat net courant après impôts et participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>84,1</b>	<b>131,4</b>
Résultat net courant par action en €	0,86	1,43

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

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

en millions €, sauf indications particulières	T1 2024	T1 2023
Endettement brut	3 188,8	1 306,8
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	695,1	94,0
<b>Endettement net</b>	<b>2 493,8</b>	<b>1 212,8</b>
EBITDA courant (12 mois)	756,3	1137,8
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	7,2	7,3
<b>EBITDA courant proforma (12 mois)</b>	<b>763,5</b>	<b>1145,0</b>
<b>Ratio endettement net   EBITDA courant</b>	<b>3,3</b>	<b>1,1</b>

en millions €, sauf indications particulières	T1 2024	T1 2023
Chiffre d'affaires	666,9	726,1
Dépenses d'investissement	109,2	115,8
<b>Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires</b>	<b>16,4</b>	<b>16,0</b>

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

## 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, tels que les thérapies cellulaires et géniques, 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 étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros. Actuellement, quelque 10 600 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

Consultez nos [actualités](#) et suivez Sartorius Stedim Biotech sur [LinkedIn](#).

## Contact

Petra Kirchhoff

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

+49 (0)551 308 1686

[petra.kirchhoff@sartorius.com](mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com)