

Aubagne, le 19 octobre 2023

## Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour les neuf premiers mois de 2023

- Chiffre d'affaires à 2 069 millions d'euros, soit une baisse organique<sup>1</sup> de 20,6 % à taux de change constant<sup>1</sup> et une baisse de 19,0 % en tenant compte des acquisitions<sup>2</sup> (baisse déclarée : 20,5 %)
- EBITDA courant<sup>1</sup> à 594 millions d'euros, marge correspondante à 28,7 %
- Premiers signes de reprise de la demande observés vers la fin du troisième trimestre ; cependant la normalisation de l'industrie et un climat morose des affaires durent plus longtemps que prévu
- Prévisions corrigées le 12 octobre pour l'ensemble de l'exercice 2023 ; incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale

Malgré les premiers signes de reprise constatés vers la fin du troisième trimestre, la faiblesse de la demande, plus longue qu'escomptée, a impacté le développement des activités de Sartorius Stedim Biotech sur les neuf premiers mois de 2023. L'entreprise a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité après que les activités extraordinaires liées à la pandémie et la constitution de stocks supplémentaires par les clients aient déclenché une forte croissance supérieure à la moyenne au cours des années précédentes. Sur la base des estimations actualisées du développement de l'activité jusqu'à la fin de l'année, la direction a ajusté ses prévisions pour l'exercice 2023 le 12 octobre.

« Le calendrier de normalisation du marché n'a cessé de s'allonger au cours des neuf premiers mois de l'année : les clients réduisent leurs stocks à un rythme plus lent qu'initialement prévu, tandis que leurs activités d'investissement et, en partie, leurs niveaux de production restent modérés. Des signes de reprise de la demande sont devenus visibles et, bien qu'ils progressent plus lentement que prévu, nous nous attendons à ce que la situation continue de s'améliorer au cours du dernier trimestre. Compte tenu des forts moteurs de croissance fondamentaux de nos marchés, nous prévoyons une croissance rentable en 2024 et au-delà » a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech.

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

Bien que plus lente que prévu, la normalisation de la demande s'est poursuivie dans toutes les zones, avec une tendance à la reprise notable vers la fin du troisième trimestre. Après une croissance exceptionnelle au cours des dernières années en raison de la pandémie, Sartorius Stedim Biotech a enregistré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2 069 millions d'euros durant les neuf premiers mois de 2023, soit un déclin de 19,0 % à taux de change constant (baisse organique : -20,6 % ; baisse déclarée : -20,5 %). Ce chiffre inclut une contribution à la croissance provenant des acquisitions d'environ 2 points de pourcentage. Si l'on exclut les activités liées au Covid-19, la baisse à taux de change constant se situe légèrement en dessous de 13 %. Les raisons principales sont liées à une baisse des stocks après la fin de la pandémie, les faibles niveaux de production chez certains clients, l'arrêt en grande partie des activités en Russie et un

niveau d'investissement globalement au ralenti de la part des clients, principalement en Chine et aux États-Unis.

L'environnement de marché temporairement plus faible s'est également reflété dans les prises de commandes, qui ont diminué de 31,0% à taux de change constant (rapporté : -32,4%) pour atteindre 1 760 millions d'euros au cours des neuf premiers mois. Conformément aux progrès réalisés par les clients dans la réduction de leurs stocks, il y a eu des signes d'une légère reprise des prises de commandes à la fin du troisième trimestre.

L'EBITDA courant a diminué de 34,9 % pour atteindre 594 millions d'euros, en raison d'une baisse du développement des volumes et des effets de la gamme de produits. La marge résultante était de 28,7 pour cent (période de l'année précédente : 35,0 pour cent). Les effets de prix du côté de l'approvisionnement et du côté des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant s'élève à 320 millions d'euros, contre 607 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le résultat net courant par action s'est établi à 3,47 euros (même période de l'exercice précédent : 6,58 euros). Au 30 septembre 2023, le groupe employait 10 849 personnes dans le monde, contre 11 934 fin 2022.

#### **Indicateurs financiers clés**

Les capitaux propres se situaient à 2 629 millions d'euros au 30 septembre 2023. Suite au financement de l'acquisition de Polyplus, le ratio de capitaux propres<sup>1</sup> s'élevait à 33,0 % conformément aux attentes (31 décembre 2022 : 2 514 millions d'euros et 49,6 % respectivement) ; l'endettement brut s'est établi à 3 794 millions d'euros (31 décembre 2022 : 1 136 millions d'euros). L'endettement net se montait à 3 695 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net sur EBITDA courant<sup>1</sup> à 4,0 (31 décembre 2022 : 1 029 millions d'euros et 0,9 respectivement). Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement hors acquisitions s'est élevé à -377 millions d'euros contre -289 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteignait 17,9 % (même période de l'exercice précédent : 11,1 %).

#### **Perspectives pour l'exercice 2023, corrigées le 12 octobre**

Sur la base des résultats préliminaires à neuf mois, la direction de l'entreprise avait corrigé ses prévisions pour l'exercice 2023 le 12 octobre dernier. Dans le contexte d'une reprise industrielle plus lente que prévu, Sartorius Stedim Biotech prévoit désormais une baisse du chiffre d'affaires d'environ 19 % ; si l'on exclut les éléments liés au Covid-19, une baisse d'environ 14 %. Selon les prévisions, les acquisitions devraient contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à l'évolution du chiffre d'affaires.

En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d'EBITDA courant devrait désormais être légèrement supérieure à 28 %.

Le ratio d'investissement en 2023 devrait se situer autour de 18 % et le ratio endettement net / EBITDA courant autour de 4,5.

L'entreprise confirme que ses perspectives de marché demeurent fondamentalement positives à moyen et long terme et continue de se considérer en position de force par rapport à la concurrence. La direction s'attend à une croissance rentable en 2024 et donnera des indications quantitatives lors de la publication

des chiffres de l'année 2023 en janvier prochain. Son ambition à moyen terme est actuellement à l'étude et une mise à jour sera également fournie en janvier 2024.

*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 mesures de performance alternatives qui ne sont pas définies par les normes comptables internationales. Ces mesures sont déterminées dans le but d'améliorer la comparabilité des performances de l'entreprise dans le temps et au sein de l'industrie.

- 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 Polyplus, 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 19 octobre 2023 à 12 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=zhpcEBhZ>

## **Informations supplémentaires**

[www.sartorius.com/actualites](http://www.sartorius.com/actualites)

## **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. Actuellement, quelque 12 000 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

**Contact**

Petra Müller

Head of Investor Relations

+49 (0)551.308.6035

[petra.mueller2@sartorius.com](mailto:petra.mueller2@sartorius.com)

## Indicateurs clés de performance du premier neuf mois et troisième trimestre 2023

en millions € sauf indications particulières	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>	Δ en %	Δ en % tc <sup>2</sup>
<b>Prises de commandes et chiffres d'affaires</b>				
Prises des commandes	1 759,6	2 601,2	-32,4	-31,0
Chiffre d'affaires	2 068,7	2 602,7	-20,5	-19,0
▪ EMEA <sup>3</sup>	804,3	989,6	-18,7	-18,4
▪ Amériques <sup>3</sup>	798,9	927,3	-13,8	-12,4
▪ Asie   Pacifique <sup>3</sup>	465,6	685,8	-32,1	-28,7
<b>Résultat</b>				
EBITDA <sup>4</sup>	594,0	911,9	-34,9	
Marge d'EBITDA courant <sup>4</sup> en %	28,7	35,0		
Résultat net courant <sup>5</sup>	319,9	606,6	-47,3	
Résultat net par action <sup>5</sup> en €	3,47	6,58	-47,3	
Résultat net <sup>6</sup>	269,9	685,6	-60,6	

## Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2023

en millions € sauf indications particulières	T3 2023	T3 2022 <sup>1</sup>	Δ en %	Δ en % tc <sup>2</sup>
<b>Prises de commandes et chiffres d'affaires</b>				
Prises des commandes	617,3	774,5	-20,3	-15,9
Chiffre d'affaires	666,9	878,4	-24,1	-20,0
▪ EMEA <sup>3</sup>	252,9	307,3	-17,7	
▪ Amériques <sup>3</sup>	273,4	334,5	-18,3	
▪ Asie   Pacifique <sup>3</sup>	140,7	236,6	-40,5	
<b>Résultat</b>				
EBITDA <sup>4</sup>	178,3	305,0	-41,5	
Marge d'EBITDA courant <sup>4</sup> en %	26,7	34,7		
Résultat net courant <sup>5</sup>	78,4	201,5	-61,1	
Résultat net par action <sup>5</sup> en €	0,85	2,19	-61,1	
Résultat net <sup>6</sup>	25,7	200,6	-87,2	

1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les d'Albumedix Ltd

2 tc = à taux de change constant

3 Selon la localisation des clients

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

5 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

6 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

## Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

En millions €, sauf indications particulières	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>
EBIT (résult opérationnel)	343,6	773,0
Éléments non récurrents	75,9	13,4
Dépreciation   amortissement	174,6	125,6
<b>EBITDA courant</b>	<b>594,0</b>	<b>911,9</b>

En millions €, sauf indications particulières	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>
EBIT (Résultat opérationnel)	343,6	773,0
Éléments non-récurrents	75,9	13,4
Amortissement   IFRS 3	72,5	43,6
Résultat financier normalisé <sup>2</sup>	-58,3	-9,2
Charge d'impôt normalisé (26%) <sup>3</sup>	-112,8	-213,4
<b>Résultat net courant</b>	<b>320,9</b>	<b>607,4</b>
Participations ne donnant pas le contrôle	-1,0	-0,8
<b>Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>319,9</b>	<b>606,6</b>
Résultat net courant par action en €	3,47	6,58

1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisition d'Albumedix Ltd

2 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

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	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>
Endettement brut	3 794,0	1 165,6
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	99,3	145,5
<b>Endettement net</b>	<b>3 694,7</b>	<b>1,020.1</b>
EBITDA courant (12 mois)	903,5	1 179,8
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	22,5	17,6
<b>EBITDA courant pro forma (12 mois)</b>	<b>926,0</b>	<b>1 197,5</b>
<b>Ratio endettement net   EBITDA courant</b>	<b>4,0</b>	<b>0,9</b>

En millions €, sauf indications particulières	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>
Chiffre d'affaires	2 068,7	2 602,7
Dépenses d'investissement	370,8	288,7
<b>Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires</b>	<b>17,9</b>	<b>11,1</b>

1 Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisition d'Albumedix Ltd

## Etat du résultat net

en millions €	T3 2023	T3 2022 <sup>1</sup>	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>
Chiffre d'affaires	666,9	878,4	2 068,7	2 602,7
Coût des ventes	-386,0	-417,4	-1 088,4	-1 241,3
<b>Marge brute</b>	<b>281,0</b>	<b>461,0</b>	<b>980,4</b>	<b>1 361,4</b>
Frais commerciaux et de distribution	-110,2	-115,7	-333,6	-333,5
Frais de recherche et développement	-28,4	-28,9	-92,5	-93,9
Frais généraux	-39,5	-38,9	-112,0	-115,4
Autres produits d'exploitation	10,4	24,0	26,7	59,6
Autres charges d'exploitation	-36,4	-47,1	-125,3	-105,3
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>76,9</b>	<b>254,4</b>	<b>343,6</b>	<b>773,0</b>
Produits financiers	-10,8	36,2	77,4	160,9
Charges financières	-30,6	-22,3	-77,9	-44,6
<b>Résultat financier</b>	<b>-41,4</b>	<b>13,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>116,3</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>35,5</b>	<b>268,3</b>	<b>343,0</b>	<b>889,3</b>
Impôt sociétés	-9,2	-67,1	-72,2	-202,9
<b>Résultat net de la période</b>	<b>26,3</b>	<b>201,2</b>	<b>270,9</b>	<b>686,4</b>
Attribuable à :				
Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech	25,7	200,6	269,9	685,6
Participations ne donnant pas le contrôle	0,6	0,6	1,0	0,8
Résultat net par action (€)	0,28	2,18	2,93	7,44
Résultat net dilué par action (€)	0,28	2,18	2,93	7,44

<sup>1</sup> Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisition d'Albumedix Ltd

Les autres produits et charges d'exploitation sont présentés séparément depuis l'exercice 2022. Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en conséquence.

## Etat des autres éléments du résultat global

en millions €	T3 2023	T3 2022 <sup>1</sup>	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>
Résultat net de la période	26,3	201,2	270,9	686,4
Couvertures des flux de trésorerie	-12,3	-22,5	-3,8	-37,9
dont partie efficace de la variation de juste valeur	-10,9	-34,9	-8,3	-61,7
dont reclassées en résultat	-1,4	12,3	4,5	23,9
Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie	3,7	6,8	1,1	11,4
Écarts de conversion	6,8	29,6	-5,5	63,3
<b>Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b>	-1,9	13,8	-8,2	36,8
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	0,0	1,2	10,0
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	0,0	0,0	-0,3	-2,8
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0	0,9	7,2
<b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>	-1,9	13,9	-7,3	44,0
<b>Résultat global net d'impôt</b>	24,4	215,1	263,6	730,4
Attribuable à :				
Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech	23,8	214,3	262,7	729,9
Participations ne donnant pas le contrôle	0,6	0,7	0,9	0,4

<sup>1</sup> Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisition d'Albumedix Ltd

## Etat de la situation financière

en millions €	30 sept. 2023	31 déc. 2022
<b>Actifs non courants</b>		
Ecart d'acquisition	2 319,9	1 136,4
Autres immobilisations incorporelles	2 453,9	876,8
Immobilisations corporelles	1 564,2	1 292,0
Immobilisations financières	38,1	24,9
Autres actifs	2,4	2,5
Actifs d'impôts différés	55,4	61,6
	6 433,9	3 394,2
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	992,0	1 024,8
Créances clients	305,8	404,6
Autres actifs financiers	19,4	31,4
Actifs d'impôts exigibles	28,1	14,0
Autres actifs	80,5	89,4
Trésorerie et équivalents	99,3	107,1
	1 525,0	1 671,2
<b>Total actif</b>	<b>7 958,9</b>	<b>5 065,4</b>
en millions €	30 sept. 2023	31 déc. 2022
<b>Capitaux propres</b>		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	2 594,6	2 449,3
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	2 344,7	2 199,4
Participations ne donnant pas le contrôle	34,1	64,9
	2 628,7	2 514,2
<b>Passifs non-courants</b>		
Obligations au titre des prestations de retraite	31,6	31,7
Autres provisions	13,5	12,3
Emprunts et dettes financières	3 662,0	1 020,6
Passifs de loyers	97,9	91,1
Autres passifs financiers	106,2	181,2
Passifs d'impôts différés	565,3	178,3
	4 476,6	1 515,3
<b>Passifs courants</b>		
Provisions	17,9	25,7
Dettes fournisseurs	412,1	485,6
Emprunts et dettes financières	11,9	4,5
Passifs de loyers	22,2	19,5
Avantages au personnel	90,9	74,1
Autres passifs financiers	45,1	1 19,7
Passifs d'impôts exigibles	160,0	209,6
Autres passifs	93,6	97,1
	853,6	1 035,9
<b>Total capitaux propres et passif</b>	<b>7 958,9</b>	<b>5 065,4</b>

## Tableau de flux de trésorerie

en millions €	9 mois 2023	9 mois 2022 <sup>1</sup>
Résultat avant impôts	343,0	889,3
Résultat financier	0,5	-116,3
Amortissement   Dépréciation des immobilisations	175,1	125,6
Variation des provisions	-6,5	4,1
Variation des actifs courants et autres actifs	127,6	-81,2
Variation des stocks	31,9	-219,3
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	-125,3	-21,8
Intérêts reçus	2,3	4,6
Impôts décaissés	-140,9	-188,5
Autres éléments non financiers	2,6	0,8
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>410,4</b>	<b>397,4</b>
Investissements	-370,8	-288,7
Autres paiements	-5,8	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions &amp; cessions de filiales</b>	<b>-376,6</b>	<b>-288,7</b>
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	-2 240,9	-515,6
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>-2 617,5</b>	<b>-804,3</b>
Intérêts payés et autres charges financières	-13,5	-13,6
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-132,7	-116,1
- 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	-213,9	-111,8
Souscriptions d'emprunts	2 649,2	562,8
Acquisition d'actions propres	-0,5	-3,6
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>2 200,0</b>	<b>316,5</b>
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	-7,1	-90,5
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	12,3
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>99,3</b>	<b>145,5</b>

<sup>1</sup> Les chiffres de l'année précédente ont été légèrement retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisitions d'Albumedix Ltd  
Les autres produits et charges d'exploitation sont présentés séparément depuis l'exercice 2022, Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en conséquence.