

Aubagne, France, 19 octobre 2022

Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour les neuf premiers mois de 2022

- Chiffre d'affaires en progression de 17,0 % à taux de change constant ; marge d'EBITDA courant à 35,0 %
- Situation globale du marché marquée par des innovations et de forts moteurs de croissance ; évolution actuelle influencée par une normalisation rapide de la demande conformément aux prévisions
- Précision des perspectives pour 2022 : La croissance du chiffre d'affaires devrait désormais se situer dans la moitié inférieure de la fourchette précédente de 15 à 19 % ; la projection de la marge EBITDA courant reste inchangée à plus de 35 %
- Les incertitudes face à la situation politique et économique mondiale restent toujours élevées

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a clôturé les neuf premiers mois de 2022 avec une croissance à deux chiffres pour son chiffre d'affaires et son résultat, et a précisé ses prévisions pour l'exercice actuel.

« De janvier à septembre, Sartorius Stedim Biotech a atteint une croissance significative malgré un environnement difficile. Nous avons enregistré une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires, ainsi qu'une excellence marge bénéficiaire en dépit des tendances défavorables liées à des coûts supérieurs et aux effets de change. Conformément aux prévisions, cette évolution reflète également la normalisation rapide de la demande après deux années marquées par des effets exceptionnels en raison de la pandémie. Avec l'acquisition d'Albumedix, nous avons étendu notre portefeuille, ajoutant un composant essentiel pour la fabrication de produits biopharmaceutiques innovants, notamment pour les modalités telles que les thérapies cellulaires ou virales et les vaccins. Nous précisons donc nos perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2022. Elles se situent toujours au sein de la fourchette anticipée jusqu'à présent, mais sont soumises à des incertitudes encore élevées face à la situation politique et économique mondiale », a commenté Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et Président-Directeur Général.

Développement des activités du groupe¹

De janvier à septembre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 17,0 % en glissement annuel et à taux de change constant (déclaré : +23,4 %) pour atteindre environ 2 603 millions d'euros. Ces performances ont été portées par une croissance organique, tandis que les acquisitions² ont contribué à environ deux points de pourcentage de cette hausse, comme anticipé. Tous les principaux segments de produits ont concouru à cette progression du chiffre d'affaires ; les activités liées à la pandémie ont largement chuté par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les trois régions commerciales (EMEA³, Amériques et Asie | Pacifique) ont connu une croissance significative, la région Amériques en tête. Les restrictions en

Chine face à la pandémie ainsi que les activités limitées en Russie ont pesé sur la croissance dans une faible mesure.

Suite à des chiffres exceptionnels l'an passé du fait de la pandémie, les prises de commandes ont décliné comme prévu de janvier à septembre pour s'établir à 2 601 millions d'euros (à taux de change constant : -12,8 %, déclaré : -8,8 %). Les neuf premiers mois de 2021 avaient été marqués par la forte demande des fabricants de vaccins, modifiant les habitudes de certains clients qui avaient passé des commandes plus importantes et plus longtemps à l'avance que d'habitude.

L'EBITDA courant a progressé de 19,1% pour atteindre 912 millions d'euros de janvier à septembre. La marge correspondante s'est établie à 35,0 % (36,3 % un an plus tôt). Cette évolution a été influencée positivement par des économies d'échelle issues de la croissance du chiffre d'affaires, mais diluée par les effets de change et, conformément aux prévisions, par des frais supérieurs suite au recrutement de nouveaux employés ainsi que par d'autres postes de coûts normalisés. Les effets des prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant a atteint 607 millions d'euros, soit une hausse considérable de 19,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021. Le résultat net courant par action s'élève à 6,58 euros (même période de l'exercice précédent : 5,52 euros).

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Son ratio de capitaux propres a atteint le niveau particulièrement robuste de 46,1% au 30 septembre 2022 (31 décembre 2021: 43,9 %) malgré l'acquisition d'Albumedix clôturée fin septembre 2022. Le ratio endettement net / EBITDA courant s'est établi à 0,9 à la date de clôture contre 0,4 en fin d'exercice 2021. Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situe à -289 millions d'euros contre -186 millions d'euros durant les neuf premiers mois de 2021. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires s'élève à 11,1 % (même période de l'année précédente : 8,8 %).

Augmentation du nombre d'employés

Au 30 septembre 2022, Sartorius Stedim Biotech comptait un total de 12 120 employés dans le monde entier, soit 1 711 personnes de plus qu'à la fin du mois de l'exercice 2021. Suite à une hausse significative au cours des six premiers mois de l'année, les nouveaux recrutements se sont considérablement ralentis en début de deuxième semestre 2022, conformément aux prévisions.

Précision des perspectives pour l'exercice 2022

Face aux résultats de janvier à septembre, la direction précise ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours. La croissance du chiffre d'affaires consolidé devrait maintenant se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 15 à 19 % prévue jusqu'à présent, la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à environ deux points de pourcentage. Concernant la rentabilité, Sartorius Stedim Biotech table toujours sur une marge d'EBITDA courant à plus de 35 %.

Le ratio d'investissement devrait atteindre environ 14,5 % et le ratio investissement net / EBITDA courant est à présent prévu à près de 0,8 à la fin de l'exercice (contre environ 0,2 selon les précédentes prévisions) suite à la clôture de l'acquisition d'Albumedix. 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, les prévisions présupposent que la situation géopolitique et économique mondiale, les chaînes d'approvisionnement, 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 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

- 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.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et Président-Directeur Général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 19 octobre 2022 à 15h30 (heure de Paris) afin de commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Vous pouvez vous y inscrire à l'adresse suivante :

<https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=z5CKkF4u>

Informations supplémentaires

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

Agenda financier

17 janvier 2023	Publication des chiffres préliminaires (de janvier à décembre 2022)
20 avril 2023	Publication des chiffres du premier trimestre (de janvier à mars 2023)
21 juillet 2023	Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2023)
19 octobre 2023	Publication des chiffres des neuf premiers mois (de 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 globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques de manière sûre, rapide et économique. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Avec ses propres sites de fabrication et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi qu'un réseau international de sociétés commerciales, Sartorius Stedim Biotech a une portée mondiale. 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, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,89 milliards d'euros, avec un effectif de quelque 10 400 personnes.

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](https://twitter.com/Sartorius_Group) et sur LinkedIn.

Indicateurs clés de performance du premier neuf mois et troisième trimestre 2022

En millions d'euros sauf indications particulières	9 mois 2022	9 mois 2021 ¹	Δ en % déclaré	Δ en % tc ²
Prises de commandes et chiffre d'affaires				
Prises de commandes	2 601,2	2 851,9	-8,8	-12,8
Chiffre d'affaires	2 602,7	2 108,8	23,4	17,0
▪ EMEA	989,6	884,1	11,9	11,0
▪ Les Amériques	927,3	677,8	36,8	22,7
▪ Asie Pacifique	685,8	546,9	25,4	19,7
Résultats				
EBITDA courant ³	911,9	765,5	19,1	
Marge d'EBITDA courant ³ en %	35,0	36,3		
Résultat net courant ⁴	606,6	508,9	19,2	
Résultat net courant ⁴ par action en €	6,58	5,52	19,2	
Résultat net ⁵	689,4	423,1	63,0	

En millions d'euros sauf indications particulières	3 ^{ème} trimestre 2022	3 ^{ème} trimestre 2021 ¹	Δ en % déclaré	Δ en % tc ²
Prises de commandes et chiffre d'affaires				
Prises de commandes	774,5	962,1	-19,5	-23,6
Chiffre d'affaires	878,4	757,0	16,0	7,8
▪ EMEA	307,3	304,0	1,1	
▪ Les Amériques	334,5	258,0	29,6	
▪ Asie Pacifique	236,6	195,0	21,4	
Résultats				
EBITDA courant ³	305,0	278,1	9,7	
Marge d'EBITDA courant ³ en %	34,7	36,7		
Résultat net courant ⁴	201,5	187,3	7,6	
Résultat net courant ⁴ par action en €	2,19	2,03	7,6	
Résultat net ⁵	204,5	148,8	37,4	

¹ Les chiffres relatifs à la période du premier semestre 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 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 €	9 mois 2022	9 mois 2021 ¹
EBIT (résultat opérationnel)	773,0	647,8
Éléments non récurrents	13,4	16,0
Dépreciation amortissement	125,6	101,7
EBITDA courant	911,9	765,5

en millions €	9 mois 2022	9 mois 2021 ¹
EBIT (résultat opérationnel)	773,0	647,8
Éléments non-récurrents	13,4	16,0
Amortissement IFRS 3	43,6	34,0
Résultat financier normalisé ²	-9,2	-8,0
Charge d'impôt normalisé (26%) ³	-213,4	-179,4
Résultat net courant	607,4	510,5
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,8	-1,5
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	606,6	508,9
Résultat net courant par action en €	6,58	5,52

1 Les chiffres relatifs à la période du premier semestre 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 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 €	9 mois 2022	9 mois 2021 ¹
Endettement brut	1 165,6	647,5
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	145,5	226,8
Endettement net	1 020,1	420,7
EBITDA courant (12 mois)	1 179,8	935,4
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	17,6	10,1
EBITDA courant pro forma	1 197,5	945,5
Endettement net/EBITDA courant	0,9	0,4

en millions €	9 mois 2022	9 mois 2021 ¹
Chiffre d'affaires	2 602,7	2 108,8
Dépenses d'investissement	-288,7	-186,0
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	11,1	8,8

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

Etat du résultat net

en millions €	3 ^{ème} trimestre 2022	3 ^{ème} trimestre 2021	9 mois 2022	9 mois 2021
Chiffre d'affaires	878,4	757,0	2 602,7	2 108,8
Coût des ventes	-417,4	-345,7	-1 241,3	-959,6
Marge brute	461,0	411,3	1 361,4	1 149,2
Frais commerciaux et de distribution	-115,7	-101,4	-333,5	-290,5
Frais de recherche et développement	-28,9	-27,1	-93,9	-79,3
Frais généraux	-38,9	-25,0	-115,4	-85,2
Autres produits et charges opérationnelles	-23,1	-26,3	-45,7	-46,4
EBIT (Résultat opérationnel)	254,4	231,5	773,0	647,8
Produits financiers	35,1	3,9	159,8	15,5
Charges financières	-16,0	-24,1	-38,3	-62,2
Résultat financier	19,2	-20,2	121,5	-46,7
Résultat avant impôts	273,5	211,3	894,5	601,1
Impôt sociétés	-68,5	-63,5	-204,3	-176,5
Résultat net de la période	205,1	147,8	690,2	424,6
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	204,5	148,8	689,4	423,1
Participations ne donnant pas le contrôle	0,6	-1,0	0,8	1,5
Résultat net par action (€)	2,22	1,61	7,48	4,59
Résultat net dilué par action (€)	2,22	1,61	7,48	4,59

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

Etat des autres éléments du résultat global

en millions €	3 ^{ème} trimestre 2022	3 ^{ème} trimestre 2021	9 mois 2022	9 mois 2021
Résultat net de la période	205,1	147,8	690,2	424,6
Couvertures des flux de trésorerie	-22,5	-4,7	-37,9	-15,9
- dont partie efficace de la variation de juste valeur	-34,9	-5,1	-61,7	-7,6
- dont reclassées en résultat	12,3	0,4	23,9	-8,4
Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie	6,8	1,4	11,4	4,8
Investissement dans une entité étrangère	29,6	11,2	63,3	31,1
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	13,8	8,0	36,8	20,0
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0	7,2	1,8
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	13,9	8,0	44,0	21,7
Résultat global net d'impôt	218,9	155,7	734,2	446,3
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	218,2	156,6	733,8	444,3
Participations ne donnant pas le contrôle	0,7	-0,8	0,4	2,0

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

Etat de la situation financière

	30 sept. 2022 en millions €	31 déc. 2021 en millions €
Actif		
Actifs non courants		
Goodwill	1 125,2	820,7
Autres immobilisations incorporelles	917,3	684,4
Immobilisations corporelles	1 193,4	928,4
Immobilisations financières	15,4	14,8
Autres actifs	0,7	0,7
Actifs d'impôts différés	64,3	46,5
	3 316,3	2 495,5
Actifs courants		
Stocks	1 058,6	783,0
Créances clients	446,5	356,0
Autres actifs financiers	16,2	15,0
Actifs d'impôts exigibles	21,2	14,7
Autres actifs	92,8	63,3
Trésorerie et équivalents	145,5	223,6
	1 780,9	1 455,6
Total actif	5 097,1	3 951,1
	30 sept. 2022 en millions €	31 déc. 2021 en millions €
Passif		
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	2 272,8	1 655,9
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	2 022,8	1 405,9
Participations ne donnant pas le contrôle	76,6	77,4
	2 349,4	1 733,2
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	35,9	43,7
Autres provisions	10,2	7,7
Emprunts et dettes financières	1 020,9	521,1
Passifs de loyers	71,0	64,0
Autres passifs financiers	259,9	418,5
Passifs d'impôts différés	157,5	125,8
	1 555,4	1 180,8
Passifs courants		
Provisions	29,8	30,9
Dettes fournisseurs	520,3	471,2
Emprunts et dettes financières	57,4	25,5
Passifs de loyers	16,3	14,9
Avantages au personnel	104,6	97,2
Autres passifs financiers	168,3	147,3
Passifs d'impôts exigibles	208,0	165,0
Autres passifs	87,7	85,1
	1 192,3	1 037,1
Total capitaux propres et passif	5 097,1	3 951,1

Tableau de flux de trésorerie

en millions €	9 mois 2022	9 mois 2021 ¹
Résultat avant impôts	894,5	601,1
Résultat financier	-121,5	46,7
Amortissement Dépréciation des immobilisations	125,6	101,7
Variation des provisions	4,1	10,8
Variation des actifs courants et autres actifs	-81,2	-104,8
Variation des stocks	-219,3	-205,5
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	-21,8	195,2
Impôts décaissés	-188,5	-109,0
Autres éléments non financiers	0,8	0,4
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	392,7	536,6
Investissements	-288,7	-186,0
Autres paiements	0,0	-0,2
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	-288,7	-186,2
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	-520,8	-141,7
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-809,5	-327,9
Intérêts reçus	3,6	3,9
Intérêts payés et autres charges financières	-7,3	-6,1
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-116,1	-62,7
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-1,1	-1,1
Remboursements d'emprunts	-111,8	-31,9
Souscriptions d'emprunts	562,8	56,9
Rachat d'actions propres / Contrat de liquidité	-3,6	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	326,3	-41,0
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	-90,5	167,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	223,6	59,8
Incidences des variations du cours des devises de la période	12,3	-0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	145,5	226,8

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