

Aubagne, France | 17 octobre 2024

Sartorius Stedim Biotech publie ses résultats non audités pour les neuf premiers mois de 2024

- Chiffre d'affaires à 2 029 millions d'euros, soit une baisse organique de 3,0 % à taux de change constant¹ (baisse déclarée : -1,9 %)
- EBITDA courant¹ à 565 millions d'euros, marge correspondante à 27,8 %; résultat net¹ à 129 millions d'euros
- L'augmentation significative des commandes de consommables compense la faiblesse des investissements des clients en matière d'équipements
- Les solutions de thérapies avancées sont en bonne voie avec une croissance supérieure
- Confirmation des perspectives pour 2024

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a terminé les neuf premiers mois de l'exercice comme prévu, avec une tendance positive de la demande et une solide marge bénéficiaire. L'entreprise confirme ses perspectives pour l'exercice.

« Au cours des derniers mois, nous avons constaté que l'environnement commercial se stabilisait : la plupart des clients finissent de déstocker, ce qui a entraîné une augmentation de nos prises de commandes, en particulier des consommables. Nous jugeons également encourageantes les performances supérieures à la moyenne pour notre portefeuille de thérapies avancées. Dans le même temps, de nombreux clients restent prudents quant à leurs investissements, ce qui impacte notre activité équipements. En termes de rentabilité, nous enregistrons une marge bénéficiaire très solide et nous espérons que la contribution de notre programme d'efficacité en cours, soit la plus élevée au quatrième trimestre », a déclaré René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Au vu de l'évolution des chiffres durant ces neuf premiers mois, nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs pour l'exercice 2024 et sommes optimistes pour l'avenir. Grâce au nombre élevé d'homologations et au nombre croissant de médicaments candidats entrant dans les pipelines de nos clients, Sartorius Stedim Biotech reste bien placé en termes de croissance à long terme, car l'entreprise offre des solutions essentielles pour développer de nouveaux traitements à destination des patients du monde entier. »

Développement des activités¹

Sartorius Stedim Biotech propose une large gamme de technologies innovantes pour la fabrication de produits biopharmaceutiques tels que les anticorps monoclonaux, les vaccins ou les thérapies cellulaires et géniques. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2 029 millions d'euros, soit une légère baisse de 1,3 % à taux de change constant (baisse déclarée : - 1,9 %, baisse organique : - 3,0 % à taux de change). Le chiffre d'affaires comprend une contribution de 2,5% provenant de l'acquisition de Polyplus. La plupart des clients ayant bien avancé dans leurs programmes de

déstockage, les prises de commandes¹ ont enregistré une augmentation de 8,5 % à taux de change constant (augmentation déclarée : +7,7 %) pour atteindre 1 895 millions d'euros, la demande croissante de consommables compensant largement l'activité équipements, encore modeste.

Les performances de l'entreprise ont varié selon les régions : alors que dans les Amériques, le chiffre d'affaires a baissé de 9,7 % par rapport à un niveau élevé l'année précédente et en raison d'une faible activité dans le secteur des équipements, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,9 % dans la région EMEA³ et de 1,3 % dans la région Asie-Pacifique, malgré la faiblesse persistante du marché chinois.

L'EBITDA courant a diminué de 4,9 % pour atteindre 565 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2024, principalement en raison des effets de volume et du mix produits. La marge correspondante a atteint le solide résultat de 27,8 %, contre 28,7 % durant la même période de 2023. Le résultat net courant¹ s'élève à 238 millions d'euros, contre 320 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2023. Le résultat net s'élève à 129 millions d'euros, contre 279 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le résultat net courant par action se monte à 2,46 euros (exercice précédent : 3,47 euros) et le résultat net par action à 1,34 euros (exercice précédent : 3,02 euros).

Au 30 septembre 2024, Sartorius Stedim Biotech employait 10 082 personnes dans le monde, contre 10 849 en septembre 2023 (31 décembre 2023 : 10 662 personnes). Cette réduction est principalement imputable à l'expiration de contrats de travail à durée déterminée et à la rotation naturelle du personnel.

Principaux indicateurs financiers

Les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech restent à un niveau très élevé. Les capitaux propres s'élevaient à 3 939 millions d'euros au 30 septembre 2024, tandis que le ratio de capitaux propres¹ se situait à 49,3 % (31 décembre 2023 : 2 674 millions d'euros et 34,6 %), principalement en raison des mesures d'équité réalisées avec succès au début du mois de février 2024.

Le flux net de trésorerie d'exploitation a augmenté significativement pour atteindre 530 millions d'euros, contre 410 millions d'euros à la même période de l'année précédente, en partie en raison de la réduction du besoin en fonds de roulement. Les investissements en recherche et dans l'infrastructure globale de production de l'entreprise ont atteint 260 millions d'euros (exercice précédent : 371 millions d'euros). Le ratio dépenses d'investissement (capex) / chiffre d'affaires s'élève à 12,8 % (exercice précédent : 17,9 %). La dette brute a été réduite à 2 832 millions d'euros (31 décembre 2023 : 3 682 millions d'euros), la dette nette à 2 349 millions d'euros et le ratio de la dette nette sur l'EBITDA courant¹ à 3,1 (31 décembre 2023 : 3 565 millions d'euros et 4,5).

Confirmation des perspectives pour l'exercice 2024

Sur la base des résultats des neuf premiers mois de l'exercice, la direction confirme ses prévisions pour l'exercice 2024. Sartorius Stedim Biotech s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 reste au niveau de l'année précédente, une fourchette d'évolution du chiffre d'affaires comprise entre un pourcentage négatif faible à un chiffre et un pourcentage positif faible à un chiffre. L'acquisition de Polyplus devrait contribuer à environ 2% du chiffre d'affaires.

En termes de rentabilité, la marge d'EBITDA courant devrait atteindre 27 à 29 %, avec un effet légèrement positif de la rentabilité supérieure à la moyenne de l'activité Polyplus. Le programme d'efficacité en cours devrait permettre de réaliser plus de 85 millions d'euros d'économies, tandis que les effets de volume et la réduction des stocks de l'entreprise devraient avoir un effet dilutif temporaire. Le ratio dépenses

d'investissement / chiffre d'affaires devrait se situer autour de 12 % pour l'exercice complet, tandis que le ratio endettement net / EBITDA courant devrait atteindre 2,5 à 3.

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 17 octobre 2024 à 13.00 h (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/9M_2024

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 Müller

Head of Investor Relations

+49 (0)551.308.6035

petra.mueller2@sartorius.com

Indicateurs clés de performance du premier neuf mois et troisième trimestre 2024

en millions € sauf indications particulières	9 mois 2024	9 mois 2023 ¹	Δ en %	Δ en % tc ²
Prises de commandes et chiffres d'affaires				
Prises des commandes ³	1 894,9	1 759,6	7,7	8,5
Chiffre d'affaires	2 028,7	2 068,7	-1,9	-1,3
▪ EMEA ⁴	850,5	804,3	5,7	5,9
▪ Amériques ⁴	718,6	798,9	-10,1	-9,7
▪ Asie Pacifique ⁴	459,6	465,6	-1,3	1,3
Résultat				
EBITDA ⁵	564,7	594,0	-4,9	
Marge d'EBITDA ⁵ en %	27,8	28,7		
Résultat net courant ⁶	238,0	319,9	-25,6	
Résultat net courant ⁶ par action en €	2,46	3,47	-29,0	
Résultat net ⁷	129,5	278,6	-53,5	
Résultat net par action ⁷ en €	1,34	3,02	-55,7	

en millions € sauf indications particulières	T3 2024	T3 2023 ¹	Δ en %	Δ en % tc ²
Prises de commandes et chiffres d'affaires				
Prises des commandes ³	634,4	617,3	2,8	3,5
Chiffre d'affaires	655,4	666,9	-1,7	-1,4
▪ EMEA ⁴	276,0	252,9	9,1	
▪ Amériques ⁴	226,2	273,4	-17,2	
▪ Asie Pacifique ⁴	153,2	140,7	8,9	
Résultat				
EBITDA ⁵	177,4	178,3	-0,5	
Marge d'EBITDA ⁵ en %	27,1	26,7		
Résultat net courant ⁶	73,2	78,4	-6,7	
Résultat net courant ⁶ par action en €	0,76	0,85	-10,6	
Résultat net ⁷	25,5	34,4	-25,7	
Résultat net par action ⁷ en €	0,26	0,37	-30,2	

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus

2 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

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

4 Selon la localisation des clients

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

6 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

7 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 des indicateurs de performance alternatifs

Rapprochement entre l'EBIT et l'EBITDA courant

En millions €, sauf indications particulières	9 mois 2024	9 mois 2023 ¹
EBIT (résult opérationnel)	285,6	355,3
Éléments non récurrents	57,9	75,8
Dépreciation amortissement	221,1	162,9
EBITDA courant	564,7	594,0

Rapprochement entre l'EBIT et le résultat net courant

En millions €, sauf indications particulières	9 mois 2024	9 mois 2023 ¹
EBIT (Résultat opérationnel)	285,6	355,3
Eléments non-récurrents	57,9	75,8
Amortissement IFRS 3	87,7	60,9
Résultat financier normalisé ²	-106,1	-58,3
Charge d'impôt normalisé (26%) ³	-84,6	-112,8
Résultat net courant	240,7	320,9
Participations ne donnant pas le contrôle	-2,7	-1,0
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	238,0	319,9
Résultat net courant par action en €	2,46	3,47

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus

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

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

Calcul de l'endettement net et du ratio d'endettement net sur l'EBITDA courant

En millions €, sauf indications particulières	9 mois 2024	9 mois 2023 ¹
Endettement brut	2 831,7	3 793,8
- Trésorerie et équivalents de trésorerie	482,6	99,3
Endettement net	2 349,1	3 694,5
EBITDA courant (12 mois)	756,1	903,5
EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois)	0,0	22,5
EBITDA courant pro forma (12 mois)	756,1	926,0
Ratio endettement net EBITDA courant	3,1	4,0

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus

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

Calcul du ratio des dépenses d'investissement

En millions €, sauf indications particulières	9 mois 2023	9 mois 2023 ¹
Chiffre d'affaires	2 028,7	2 068,7
Dépenses d'investissement	259,8	370,8
Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires	12,8	17,9

1 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus

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

Etat du résultat net consolidé

en millions €	T3 2024	T3 2023	9 mois 2024	9 mois 2023
Chiffre d'affaires	655,4	666,9	2 028,7	2 068,7
Coût des ventes	-380,0	-391,4	-1 138,3	-1 130,2
Marge brute	275,5	275,6	890,4	938,5
Frais commerciaux et de distribution	-118,4	-110,8	-358,2	-337,4
Frais de recherche et développement	-37,3	-28,5	-107,0	-93,5
Frais généraux	-37,3	-39,9	-116,3	-113,7
Autres produits d'exploitation	10,0	10,4	23,3	26,7
Autres charges d'exploitation	-21,7	-18,0	-46,6	-65,2
EBIT (Résultat opérationnel)	70,8	88,7	285,6	355,3
Produits financiers	2,6	-10,8	31,0	77,4
Charges financières	-37,9	-30,6	-138,4	-77,9
Résultat financier	-35,3	-41,4	-107,4	-0,5
Résultat avant impôts	35,5	47,3	178,3	354,8
Impôt sociétés	-9,2	-12,3	-46,1	-75,2
Résultat net de la période	26,3	35,0	132,2	279,6
Attribuable à :				
Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech	25,5	34,4	129,5	278,6
Participations ne donnant pas le contrôle	0,8	0,6	2,7	1,0
Résultat net par action (€)	0.26	0.37	1.34	3.02
Résultat net dilué par action (€)	0.26	0.37	1.34	3.02

Les éléments non récurrents sont comptabilisés dans les charges fonctionnelles depuis les comptes consolidés de l'exercice 2023. Les chiffres de la période comparative (9 mois 2023) ont été révisés en conséquence.

Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus.

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

Etat des autres éléments du résultat global consolidé

en millions €	T3 2024	T3 2023 ¹	9 mois 2024	9 mois 2023
Résultat net de la période	26,3	35,0	132,2	279,6
Couvertures des flux de trésorerie	7,3	-12,3	-0,4	-3,8
dont partie efficace de la variation de juste valeur	8,2	-10,9	2,4	-8,3
dont reclassées en résultat	-0,9	-1,4	-2,8	4,5
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	-2,2	3,7	0,1	1,1
Écarts de conversion	-19,6	6,8	12,5	-5,5
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	-14,5	-1,9	12,2	-8,2
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0,0	0,0	1,1	1,2
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0	0,8	0,9
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	-14,5	-1,9	13,0	-7,3
Résultat global net d'impôt	11,8	33,1	145,2	272,3
Attribuable à :				
Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech	11,0	32,5	142,7	271,4
Participations ne donnant pas le contrôle	0,8	0,6	2,5	0,9

Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus

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

Etat de la situation financière consolidée

en millions €	30 sept. 2024	31 déc. 2023
Actifs non courants		
Ecart d'acquisition	2,897.2	2,885.0
Autres immobilisations incorporelles	1,638.4	1,693.3
Immobilisations corporelles	1,747.9	1,633.2
Immobilisations financières	35.1	40.8
Autres actifs	1.7	2.6
Actifs d'impôts différés	56.8	60.0
	6,377.1	6,314.9
Actifs courants		
Stocks	745.7	882.4
Créances clients	278.1	293.7
Autres actifs financiers	18.2	16.5
Actifs d'impôts exigibles	38.1	39.8
Autres actifs	57.8	66.1
Trésorerie et équivalents	482.6	116.6
	1,620.5	1,415.1
Total actif	7,997.5	7,730.1
en millions €	30 sept. 2024	31 déc. 2023
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	3,901.9	2,638.5
Capital social	19.5	18.4
Réserves	1,421.9	231.5
Bénéfices non distribués et autres réserves	2,460.5	2,388.5
Participations ne donnant pas le contrôle	36.9	35.3
	3,938.8	2,673.8
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	30.3	30.3
Autres provisions	13.1	13.8
Emprunts et dettes financières	2,683.9	3,509.7
Passifs de loyers	115.8	93.1
Autres passifs financiers	82.3	82.7
Passifs d'impôts différés	375.4	389.4
	3,300.8	4,119.0
Passifs courants		
Provisions	17.1	14.1
Dettes fournisseurs	192.8	258.5
Passifs contractuels	189.0	238.6
Emprunts et dettes financières	8.4	57.7
Passifs de loyers	23.6	21.4
Avantages au personnel	89.3	62.3
Autres passifs financiers	45.4	44.8
Passifs d'impôts exigibles	138.5	189.4
Autres passifs	53.8	50.5
	757.9	937.3
Total capitaux propres et passif	7,997.5	7,730.1

Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus et de la présentation séparée des passifs contractuels

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

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en millions €	9 mois 2024	9 mois 2023
Résultat avant impôts	178,3	354,8
Résultat financier	107,4	0,5
Amortissement Dépréciation des immobilisations	221,1	163,4
Variation des provisions	2,5	-6,5
Variation des actifs courants et autres actifs	29,8	132,0
Variation des stocks	131,6	31,8
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	-51,4	-129,9
Intérêts reçus	14,9	2,3
Impôts décaissés	-108,9	-140,9
Autres éléments sans impact sur la trésorerie	5,0	2,6
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	530,2	410,3
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-259,8	-370,8
Investissements dans des actifs financiers	0,0	-5,8
Paielements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités; trésorerie nette acquise	0,0	-2 240,9
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-259,8	-2 617,5
Produit d'émission d'actions	1 191,4	0,0
Intérêts payés	-168,0	-13,5
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-67,1	-132,7
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-0,9	-1,2
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	-87,4
Remboursements d'emprunts	-870,1	-213,9
Souscriptions d'emprunts	13,6	2 649,2
Acquisition d'actions propres	-2,5	-0,5
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	96,3	2 200,0
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	366,7	-7,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	116,6	107,1
Incidences des variations du cours des devises de la période	-0,8	-0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	482,6	99,3

Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du cout d'acquisition pour Polyplus.

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