

Aubagne, 20 octobre 2020

Forte croissance pour Sartorius Stedim Biotech

- Résultats des neuf premiers mois : chiffre d'affaires à hauteur de 1 379,4 millions d'euros ; marge d'EBITDA courant¹ en augmentation à 31,5 %
- Forte croissance dans toutes les catégories de produits et toutes les régions
- Prévisions financières spécifiées par la direction, dans le haut de la fourchette indiquée jusqu'à présent voire légèrement au-dessus

Sartorius Stedim Biotech, fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, clôture les neuf premiers mois 2020 avec un taux de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et son résultat. « Le troisième trimestre a été porté par une forte demande pour toute notre gamme de produits », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe. « Outre une croissance organique globalement soutenue, une dynamique supplémentaire a été générée par l'évolution positive des dernières acquisitions, ainsi que par la préparation des clients de l'industrie biopharmaceutique au renforcement de la production de vaccins et médicaments contre le coronavirus. Nous entendons clôturer l'exercice dans le haut de la fourchette des objectifs, revus à la hausse en fin de premier semestre, voire légèrement au-dessus. Cependant, la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 pourrait avoir un impact considérable sur ces projections. »

Sartorius Stedim Biotech a poursuivi sa forte croissance du premier semestre durant le troisième trimestre. Au cours des neuf premiers mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 29,2 % (déclaré : 28,1 %) pour s'établir à 1 379,4 millions d'euros. Outre une forte croissance dans toutes les catégories de produits et toutes les régions, les parts acquises du portefeuille de sciences de la vie de Danaher et l'acquisition de Biological Industries ont représenté environ 4 points de pourcentage de cette hausse. On suppose que la pandémie a également participé à ce bond à hauteur d'environ 9 points de pourcentage. Près de la moitié de cette contribution est liée à l'accélération des capacités de production de vaccins et médicaments contre le coronavirus, et l'autre moitié à l'augmentation des stocks par les clients. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2020, les prises de commandes¹ ont bondi de 43,9 % (déclaré : +42,8 %) pour atteindre 1 637,9 millions d'euros. Les effets de la pandémie évoqués ci-dessus représentent environ 14 points de pourcentage de cette croissance.

Les résultats de Sartorius Stedim Biotech ont connu un taux d'augmentation largement supérieur à celui du chiffre d'affaires. L'EBITDA courant¹ a augmenté de 39,2 %, atteignant 434,7 millions d'euros, et la marge correspondante est en progression, passant de 29,0 % à 31,5 % en glissement annuel. Les économies d'échelle significatives ont joué le rôle le plus important pour cette augmentation considérable de la rentabilité pendant la réduction des coûts dans certains domaines suite à la pandémie a contribué un effet supplémentaire. Les dernières acquisitions n'ont eu qu'un effet mineur sur la marge bénéficiaire du groupe et les vents contraires au niveau des taux de change ont exercé un impact légèrement négatif. Le résultat

net courant¹ du groupe a augmenté de 40,4 % par rapport aux ventes, atteignant 278,1 millions d'euros. Le résultat net consolidé par action s'élève à 3,02 euros (exercice précédent : 2,15 euros).

Développement opérationnel des régions

Sartorius Stedim Biotech a connu une croissance à deux chiffres dans toutes les régions : La zone géographique Asie | Pacifique a enregistré le taux de croissance le plus élevé avec une hausse de 32,3 % à 344,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la région Amériques, qui représente environ 35 % des ventes du groupe, a également augmenté de 29,9 % pour atteindre 484,3 millions d'euros. La région EMEA², qui représente environ 40 % des ventes du groupe, a enregistré une augmentation de 26,6 % de ses ventes, à 550,5 millions d'euros. (Tous les chiffres sur le chiffre d'affaires sont en devises constantes)

Principaux indicateurs financiers

Le ratio de capitaux propres du groupe demeure au niveau très solide de 58,3 % même après la conclusion des dernières acquisitions et malgré un total bilan gonflé en raison d'une trésorerie largement accrue (31 décembre 2019 : 64,4 %). Conformément aux prévisions, le ratio endettement net / EBITDA courant¹ des douze derniers mois se maintient à 0,3 au 30 septembre 2020 comme en fin d'exercice 2019. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires s'élève à 5,6 % (exercice précédent : 9,1 %).

Nouvelle hausse des effectifs

Au 30 septembre 2020, à la fin de la période sous revue, Sartorius Stedim Biotech comptait 6 979 salariés dans le monde entier, soit une hausse de 756 employés depuis le 31 décembre 2019. Celle-ci est notamment due aux acquisitions et à l'engagement de nouvelles recrues au sein du personnel de production afin de répondre à un taux d'utilisation des capacités en augmentation sur la plupart de nos sites de production. À la fin de la période considérée, environ 4 850 personnes travaillaient dans la région EMEA², contre près de 1 100 employés pour les Amériques et plus de 1 000 salariés dans la zone Asie | Pacifique. (Chiffres de l'année précédente légèrement ajustés face à l'évolution du périmètre d'acquisition)

Perspectives pour 2020 spécifiées

Porté par une bonne performance au cours des neuf premiers mois de l'exercice, Sartorius Stedim Biotech table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires consolidé dans le haut de la fourchette prévue jusqu'à présent (entre 26 % et 30 %), voire légèrement supérieure. Selon les projections actuelles, Biological Industries devrait contribuer à hauteur d'environ 3 points de pourcentage à la croissance non organique contre près de 2 points de pourcentage pour les parts du portefeuille de Danaher. Face à une croissance soutenue des ventes et des coûts légèrement réduits, la marge d'EBITDA courant¹ du groupe est à présent estimée à 32 % (contre 31 % précédemment). Annoncée début octobre, l'acquisition du spécialiste de la purification BIA Separations devrait être effective d'ici la fin de l'année 2020. Elle ne devrait avoir aucun impact majeur sur le chiffre d'affaires ou l'EBITDA courant¹ de Sartorius Stedim Biotech pour l'ensemble de l'exercice.

Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires reste au même niveau à près de 8 % (exercice précédent : 9,4 %). En raison d'un flux de trésorerie important, le ratio endettement net / EBITDA courant¹ devrait s'établir légèrement en-dessous de 0,5 en fin d'exercice 2020, conformément aux prévisions,

même après la clôture de l'acquisition de BIA Separations au quatrième trimestre (exercice précédent : 0,3).

Face à la pandémie actuelle, ces prévisions sont toujours soumises à une plus grande incertitude que d'habitude. Ces projections présupposent notamment que les chaînes d'approvisionnement resteront stables et que les chaînes de production correspondantes poursuivront leur activité sans interruption. Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant.

Pour l'heure, les prévisions à moyen terme sont également soumises à une forte incertitude. Actuellement, Sartorius Stedim Biotech maintient donc ses objectifs visant à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant¹ de près de 30 %³ d'ici 2025. La direction annoncera ses projections pour le prochain exercice et détaillera ses objectifs 2025 lors de la publication des chiffres préliminaires pour l'ensemble de l'exercice 2020.

¹ Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

- EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents ; cf. calcul page 5.
- Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l'exercice considéré
- 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 ; cf. calcul page 5.
- Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d'actions existantes (92 180 190)
- Ratio d'endettement net / EBITDA courant (9 mois 2020) : 164,6 millions d'euros / 434,7 millions d'euros = 0,3
- Ratio d'investissement (9 mois 2020) : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période ; 77,2 millions d'euros / 1 379,4 millions d'euros = 5,6 %

² EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

³ Plus d'informations en page 22 du rapport annuel 2019 de Sartorius Stedim Biotech

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.

Suivez Sartorius sur Twitter **@Sartorius_Group** et sur LinkedIn.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 20 octobre 2020 à 15 h 30 (heure de Paris) pour commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Pour vous y inscrire, cliquez sur le lien suivant :

<https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/sartorius/mediaframe/41393/indexl.html>

La présentation sera disponible sur notre site Web ce même jour dès 15 h 15 (heure d'été d'Europe centrale) à l'adresse suivante :

<https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-ag-investor-relations/presentations>

Fichiers d'images actuels

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

Agenda financier

27 janvier 2021 Publication des chiffres préliminaires pour l'ensemble de l'exercice 2020

24 mars 2021 Assemblée annuelle des actionnaires

21 avril 2021 Publication des chiffres du premier trimestre (janvier à mars 2021)

Chiffres clés des neuf premiers mois 2020

En millions € sauf indications particulières	9 mois 2020	9 mois 2019	Δ en % déclaré	Δ en % cc ¹
Prises de commandes et chiffre d'affaires				
Prises de commandes	1 637,9	1 147,1	42,8	43,9
Chiffre d'affaires	1 379,4	1 076,7	28,1	29,2
▪ EMEA	550,5	435,9	26,3	26,6
▪ Amériques	484,3	375,3	29,1	29,9
▪ Asie Pacifique	344,7	265,5	29,8	32,3
Résultats				
EBITDA ²	434,7	312,3	39,2	
Marge d'EBITDA ² en %	31,5	29,0		
Résultat net courant ³	278,1	198,1	40,4	
Résultat net courant par action ³ en €	3,02	2,15	40,4	

1 À taux de change constant

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

3 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

Rapprochement

En millions €	9 mois 2020	9 mois 2019
sauf indications particulières		
EBIT (résultat opérationnel)	352,3	250,9
Éléments non récurrents	12,9	11,5
Dépréciations et amortissements	69,6	49,8
EBITDA courant	434,7	312,3

En millions €	9 mois 2020	9 mois 2019
sauf indications particulières		
EBIT (résultat opérationnel)	352,3	250,9
Éléments non récurrents	12,9	11,5
Amortissement IFRS 3	17,9	10,3
Résultat financier normalisé ¹	-4,9	-3,2
Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %) ²	-98,3	-70,1
Résultat net courant	279,8	199,5
Participations ne donnant pas le contrôle	-1,7	-1,4
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	278,1	198,1
Résultat net courant par action (en €)	3,02	2,15

1 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement.

2 Impôt courant sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. 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 2019, le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros, avec un effectif d'environ 6 200 personnes.

Contact

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication du groupe

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com