

Premier semestre 2019: Sartorius Stedim Biotech poursuit sa croissance

- Chiffre d'affaires en hausse de 19,0 %; prises de commandes en hausse de 21,5 %; marge bénéficiaire de 28,9 %
- Forte croissance dans toutes les catégories de produits et toutes les régions
- La direction revoit ses objectifs à la hausse pour tout l'exercice 2019

Aubagne, 19 juillet 2019 — Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, enregistre une croissance à deux chiffres en termes de prises de commandes, de résultat et de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2019. Ces résultats et les perspectives, favorables pour la seconde moitié de l'exercice, conduisent la direction à revoir ses projections à la hausse pour l'ensemble de l'exercice.

« Nous sommes très satisfaits des résultats positifs du premier semestre », commente Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et président-directeur général. « Alimentée par une dynamique de marché toujours favorable, notre activité s'est développée à tous les niveaux, notamment en Asie où nos activités de grands projets affichent la plus forte évolution. Nous anticipons une croissance tout aussi soutenue pour le second semestre de l'exercice et nous avons donc revu nos prévisions de chiffre d'affaires à la hausse de 7 %-11 % à 12 %-16 %. »

Au cours du premier semestre 2019, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance de 19,0 % de son chiffre d'affaires qui s'établit ainsi à 709,3 millions d'euros (déclaré : +21,1 %). Les prises de commandes ont également affiché une forte hausse de 21,5 % à 778,1 millions d'euros (déclaré : +23,5 %).

Toutes les régions ont largement contribué à cette évolution dynamique, la zone Asie Pacifique enregistrant la plus forte croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de 27,1 % (déclaré : +28,9 %) à 169,6 millions d'euros. Les Amériques affichent un total de 251,8 millions d'euros, soit une augmentation de 19,8 % (déclaré : +24,7 %), contre 288,0 millions d'euros (+14,1 % ; déclaré : +14,2 %) pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) qui concentre la plus large part du chiffre d'affaires du groupe.

Grâce à des économies d'échelle et suite aux modifications d'une norme comptable 1), l'EBITDA courant a connu une progression plus que proportionnelle à 205,3 millions d'euros (+26,2 % en glissement annuel). La marge correspondante a atteint 28,9 % (1 er semestre 2018 : +27,8 %), dont environ 0,5 point de pourcentage de la croissance résulte comme prévu des modifications comptables précédemment évoquées.

Le résultat net courant de la période considérée a bondi de 26,4 %, passant de 103,7 millions d'euros à 131,1 millions d'euros entraînant un résultat net courant par action de 1,42 euro contre 1,12 euro pour l'exercice précédent.



Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech affiche toujours un bilan et une situation financière très robustes. Soutenus par les solides résultats enregistrés, les capitaux propres sont passés de 1 044,9 millions d'euros fin 2018 à 1 107,2 millions d'euros à la date de clôture du bilan. Le ratio de capitaux propres se maintient au niveau satisfaisant de 65,4 % (66,5 % au 31 décembre 2018), et le ratio endettement net / EBITDA courant reste au même niveau qu'en fin d'exercice 2018 (0,4). Comme anticipé, le ratio d'investissement a diminué au premier semestre 2019 et s'établit à 9,0 % contre 15,9 %²⁾ un an plus tôt.

Les objectifs pour tout l'exercice 2019 revus à la hausse

Les résultats actuels et les perspectives très favorables pour le second semestre conduisent la direction du groupe Sartorius Stedim Biotech à revoir à la hausse ses projections de chiffre d'affaires pour tout l'exercice 2019. On prévoit désormais une augmentation du chiffre d'affaires de 12 % à 16 % contre 7 % à 11 % précédemment. L'augmentation anticipée de la marge d'EBITDA courant de l'entreprise se confirme à hauteur d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière (28,2 %). Environ 0,5 point de pourcentage de cette hausse devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis que le reste devrait résulter des modifications des normes comptables. 1)

Tous les chiffres des prévisions sont indiqués à taux de change constant. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'aggravation des conflits en matière de commerce international pourraient avoir un certain impact sur la chaîne d'approvisionnement de Sartorius Stedim Biotech malgré les dispositions prises pour contrecarrer une telle éventualité. Cependant, il est impossible de se prononcer avec certitude sur ce pronostic à l'heure actuelle.

- 1) La norme IFRS 16 doit être appliquée dès 2019 et vise le traitement comptable des contrats de location. Ceci se traduit par un bilan légèrement modifié à la hausse et donc par un ratio de capitaux propres un peu inférieur. Cela implique en outre l'inscription des paiements de loyers à plus long terme en tant que dépréciations au bilan et entraîne ainsi un EBITDA légèrement supérieur. Cependant, aucun changement significatif n'est engendré en termes de résultat net courant et de résultat net par action du groupe.
- Dès 2019, les dépenses d'investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d'investissement retraité : 15,6 % au 1^{er} semestre 2018, 14,6 % pour l'exercice 2018.

Indicateurs de performance alternatifs:

- EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents
- Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l'exercice considéré.
- Résultat net courant : 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

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 Stedim Biotech sur Twitter @Sartorius Group et sur Linkedln.



Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence vendredi 19 juillet 2019 à 15 h 30 (heure d'été d'Europe centrale) pour commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Vous pouvez vous y inscrire à l'adresse suivante :

http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1777335&llinkSecurityString=1127bde29

Vous pouvez également y participer sans vous inscrire au préalable en composant le +49 (0) 69 566 03 7000.

La présentation sera disponible sur notre site Web vendredi 19 juillet 2019 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

Images presse

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

Agenda financier

22 octobre 2019

Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2019)

Indicateurs clés de performance pour le premier semestre 2019

En millions € sauf indications particulières	6 mois 2019	6 mois 2018	Δ en % déclaré	Δ en % tc1)
·		20.0		
Chiffre d'affaires	709,3	585,7	21,1	19,0
EMEA ²⁾	288,0	252,1	14,2	14,1
Amériques ²⁾	251,8	202,0	24,7	19,8
Asie Pacifique ²⁾	169,6	131,6	28,9	27,1
Prises de commandes	778,1	630,1	23,5	21,5
EBITDA ³⁾	205,3	162,8	26,2	
Marge d'EBITDA ³⁾ en %	28,9	27,8		
Résultat net ⁴⁾	131,1	103,7	26,4	
Résultat net par action en €⁴)	1,42	1,12	26,4	

¹⁾ À taux de change constant

²⁾ Selon la localisation des clients

³⁾ EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents

⁴⁾ Résultat net courant : après les 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 €	6 mois 2019	6 mois 2018
EBIT (résultat opérationnel)	167,2	129,7
Éléments non récurrents	6,0	6,3
Dépréciations et amortissements	32,1	26,7
EBITDA courant	205,3	162,8

En millions €	6 mois 2019	6 mois 2018
EBIT (résultat opérationnel)	167,2	129,7
Effets non récurrents	6,0	6,3
Amortissement IFRS 3	6,9	8,4
Résultat financier normalisé ¹⁾	-2,1	-2,8
Impôt normalisé sur les bénéfices (2019 : 26 %, 2018 : 26 %) ²⁾	-46,3	-36,8
Résultat net courant	131,8	104,8
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,7	-1,1
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	131,1	103,7
Résultat net courant par action (en €)	1,42	1,12

¹⁾ Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux emprunts en devises

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. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 212,2 millions d'euros sur l'exercice 2018 et emploie actuellement environ 5 900 personnes.

Contact

Petra Kirchhoff, responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs Tél. : +49(0)551.308.1686 ; petra.kirchhoff@sartorius.com

²⁾ Impôt sur les bénéfices avec prise en compte du taux d'imposition moyen du groupe, basé sur le résultat courant avant taxes.