

Résultats du premier semestre 2018 : Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et du résultat

- Un chiffre d'affaires du groupe en hausse de 11,1 %, des prises de commandes en hausse de 11,8 % et un résultat¹⁾ en hausse de 11,1 %
- Une évolution positive dans toutes les zones géographiques, la zone Amériques en tête
- La direction rehausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2018

Aubagne, le 24 juillet 2018 – Sartorius Stedim Biotech (SSB), l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, a poursuivi sa trajectoire de croissance, avec une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires et du résultat au premier semestre 2018.

« C'est tout particulièrement le deuxième trimestre qui a dépassé nos prévisions initiales » a précisé Joachim Kreuzburg, Président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech. « Cette performance dynamique a été alimentée par une forte demande de produits à usage unique et d'équipements. Compte tenu de la vigueur des prises de commandes, nous prévoyons que ce dynamisme se maintienne au cours du second semestre et les prévisions sont donc relevées pour l'ensemble de l'exercice. »

Développement des activités du Groupe

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires a progressé de 11,1 % à taux de change constant (+7,3 % déclaré), en passant de 545,9 millions d'euros à 585,7 millions d'euros. La croissance a été réalisée en grande partie de manière organique; la consolidation de la société Umetrics, acquis en avril 2017, a apporté une contribution d'environ 1 point de pourcentage à la croissance. Les prises de commandes ont progressé de 11,8 % sur la même période et comprennent des commandes d'équipements plus importantes.

D'un point de vue géographique, la zone Amériques a enregistré la plus forte progression des ventes, en hausse de 15,3 % à 202,0 millions d'euros, par apport à un niveau de chiffre d'affaires relativement faible à la même période l'an dernier en raison de divers effets négatifs. La zone EMEA²⁾ enregistre une progression de 9,1 % pour atteindre 252,1 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires de la zone Asie Pacifique connaît une hausse de 8,9 % à 131,6 millions d'euros. (Toutes les variations par zone géographique sont à taux de change constant).

Le résultat de la période considérée est également en forte hausse : malgré des effets de change défavorables, l'EBITDA courant¹⁾ progresse de 11,1 %, principalement en raison d'économies d'échelle, pour passer de 146,5 millions d'euros à 162,8 million euros. La marge d'EBITDA correspondante augmente de 26,8 % à 27,8 % en glissement annuel. Le résultat net du groupe³⁾ enregistre une augmentation significative de 16,4 % et passe de 89,1 millions d'euros à 103,7 millions d'euros. Le résultat net par action correspondant ressort à 1,12 euro, contre 0,97 euro au 1er semestre 2017.

Les principaux indicateurs financiers de la société sont demeurés à des niveaux solides. À la fin de la période considérée, le ratio de capitaux propres est de 61,5 % et le ratio endettement net | EBITDA courant s'établit à 0,5 (contre respectivement 62,6 % et 0,4 au 31 décembre 2017). Le ratio des

dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires s'élève sur le 1er semestre 2018 à 15,9 %. Les activités d'investissement ont été concentrées sur l'expansion des usines de Yauco à Porto Rico et de Goettingen en Allemagne. Par ailleurs, SSB a acquis des actifs liés aux logiciels de Sartorius AG, d'où un pic temporaire du ratio CAPEX de SSB qui devrait diminuer pour revenir au niveau prévu au second semestre.

Au 30 juin 2018, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 5 310 collaborateurs dans le monde, soit 218 salariés supplémentaires par rapport au 31 décembre 2017 (+ 4,3 % environ).

Objectifs revus à la hausse pour 2018

Compte tenu de l'évolution positive des activités et des prises de commandes soutenues au premier semestre 2018, la direction a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2018 : à taux de change constant le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 11 % à 14 % par rapport à l'objectif précédent de 7 % à 10 % auparavant. La marge d'EBITDA courant devrait désormais atteindre environ 28,0 %, en hausse par rapport aux 27,3 % d l'année précédente. La hausse de la marge initialement prévue était de 0,5 point de pourcentage.

Toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. Compte tenu de l'évolution récente des devises, les résultats publiés à taux de change courant peuvent être différents. Les effets de change seront abordés de manière spécifique au fil de l'exercice.

¹⁾ EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents ; principal indicateur de la rentabilité

²⁾ EMEA = Europe | Moyen-Orient | Afrique

³⁾ Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors Amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une conférence téléphonique mardi 24 juillet 2018 pour commenter les résultats de la société aux analystes et investisseurs. Cette conférence aura lieu à 15h30 (heure d'Europe centrale). Vous pouvez vous enregistrer à la conférence téléphonique à l'adresse suivante :

<http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2924053&linkSecurityString=122e29ee9>

Sinon, pour y participer, vous pouvez aussi composer le numéro de la conférence suivant sans vous enregistrer :

+49 (0) 69 566 03 6000

Présentation disponible sur : www.sartorius-stedim.com

Fichiers image

Dr. Joachim Kreuzburg, CEO et Président du Conseil

www.sartorius.com/fileadmin/media/global/company/Sartorius_Kreuzburg.jpg

Produits Sartorius utilisés dans la fabrication des traitements

https://www.sartorius.com/mediafile/corp/Sartorius_0232_PG9_01_RGB.jpg

Calendrier financier

23 octobre 2018

Publication des résultats à 9 mois (janvier à septembre 2018)

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité et efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre presque toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée 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, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 5 100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 081,0 millions d'euros sur l'exercice 2017.

Contact

Petra Kirchhoff | Vice-présidente de la direction communication du groupe

Tél: +49(0)551.308.1686 | petra.kirchhoff@sartorius.com | www.sartorius-stedim.com

Indicateurs de performance clés pour le premier semestre de 2018

En millions d'euros sauf indications particulières	1er semestre 2018	1er semestre 2017 ¹⁾	Δ en % déclaré	Δ en % cc ²⁾
Chiffre d'affaires	585,7	545,9	7,3	11,1
EMEA ³⁾	252,1	232,4	8,5	9,1
Les Amériques ³⁾	202,0	187,1	7,9	15,3
Asie Pacifique ³⁾	131,6	126,4	4,1	8,9
Prises de commandes	630,1	583,0	8,1	11,8
EBITDA courant ⁴⁾	162,8	146,5	11,1	
Marge d'EBITDA courant ⁴⁾ en %	27,8	26,8		
Résultat net courant ⁵⁾	103,7	89,1	16,4	
Résultat net courant ⁵⁾ par action en €	1,12	0,97	16,4	

¹⁾ Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en SartoriusStedim Data Analytics AB)

²⁾ cc = 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