

## Résultats du premier trimestre : Un début d'année 2018 dynamique pour Sartorius Stedim Biotech

- Un chiffre d'affaires du groupe en hausse de 9,8 % sous l'effet d'avancées positives dans toutes les zones géographiques
- Un impact significatif des effets de change sur la croissance du chiffre d'affaires et les bénéfices
- Confirmation des objectifs pour 2018

Aubagne, 24 avril 2018 –Sartorius Stedim Biotech (SSB), l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, a enregistré un début d'année 2018 dynamique.

« La poursuite d'une dynamique positive s'est confirmée dans toutes les zones géographiques. Du côté des devises, nous avons fait face à des obstacles considérables du fait de la dépréciation du dollar US par rapport à l'euro, d'où un impact sur notre rentabilité. Les prises de commande ont bien évolué et nous permettent de confirmer avec confiance nos objectifs pour l'exercice 2018 » a déclaré le CEO, Dr. Joachim Kreuzburg.

### Développement des activités du Groupe

Sur les trois premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires de SSB a progressé de 9,8 % à taux de change constant (+ 4,6 % déclaré), passant de 268,8 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent à 281,1 millions d'euros. L'acquisition de la société de logiciels Umetrics a contribué à hauteur d'environ 1,5 point de pourcentage à la croissance externe. Sur la période considérée, les prises de commande ont progressé de 9,0 % à taux de change constant (+3,9 % déclaré).

Au plan géographique, l'Asie|Pacifique a enregistré la plus forte croissance, portée par une solide demande de produits à usage unique. Les ventes ont progressé de 19,5 %, à 64,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du premier trimestre pour la zone Amériques s'est établi à 93,8 millions d'euros, soit une hausse de 10,2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Dans la région EMEA<sup>1</sup>, SSB a généré un chiffre d'affaires de 122,5 millions d'euros, soit 5,0 % de plus que pour la même période de l'exercice précédent (la croissance ventilée par zone géographique est indiquée à taux de change constant).

Comparativement à la base solide de l'année précédente, l'EBITDA courant<sup>2</sup> a augmenté de 3,0 % pour atteindre 74,0 millions d'euros. Dilué par des effets de change défavorables d'environ 0,5 point de pourcentage, la marge correspondante du groupe est ressortie à 26,3 %, contre 26,7 % pour les trois premiers mois de l'exercice précédent. Le résultat net retraité<sup>3</sup> du groupe a progressé de 7,0 %, passant de 44,0 millions d'euros à 47,1 millions d'euros. Le résultat par action s'est élevé à 0,51 euro (premier trimestre 2017 : 0,48 euro).

Les principaux indicateurs financiers du Groupe sont demeurés à des niveaux très solides. A la fin de la période considérée, le ratio endettement net | EBITDA courant s'établissait à 0,4 et le ratio de fonds propres était de 62,8 % (31 déc. 2017 : 0,4 et 62,6 % respectivement). A 9,2 %, le ratio dépenses d'investissement | chiffre d'affaires du premier trimestre se situe dans la fourchette escomptée.

### Confirmation des objectifs pour 2018

Compte tenu de l'avancée positive des activités du groupe au premier trimestre 2018, la direction confirme ses prévisions pour l'exercice 2018 : à taux de change constant, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 7 % à 10 % et la marge d'EBITDA courant devrait progresser d'environ 0,5 point de pourcentage par rapport au taux de 27,3 % pour l'exercice précédent.

En raison de l'évolution des taux de change, les chiffres publiés à taux de change courant sont susceptibles de différer des orientations à taux de change constant. Des détails seront fournis dans le courant de l'année.

<sup>1</sup> EMEA : Europe, Moyen-Orient, Afrique

<sup>2</sup> EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents ; principal indicateur de la rentabilité

<sup>3</sup> 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 avril 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=2821803&linkSecurityString=eaaa4dd9>

Sinon, pour y participer, vous pouvez composer le numéro suivant sans vous enregistrer :  
+49 (0) 69 566 03 6000

Présentation disponible sur : [www.sartorius-stedim.com](http://www.sartorius-stedim.com)

## Fichiers image

Dr. Joachim Kreuzburg, CEO et Président du Conseil

[www.sartorius.com/fileadmin/media/global/company/Sartorius\\_Kreuzburg.jpg](http://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](https://www.sartorius.com/mediafile/corp/Sartorius_0232_PG9_01_RGB.jpg)

## Calendrier financier

24 juillet 2018 Publication des chiffres du premier trimestre (janvier à juin 2018)

23 octobre 2018 Publication des chiffres à neuf 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](mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com) | [www.sartorius-stedim.com](http://www.sartorius-stedim.com)

## Indicateurs de performance clés pour le premier trimestre de 2018

En millions d'euros sauf indications particulières Chiffres non audités	1 <sup>er</sup> trimestre 2018	1 <sup>er</sup> trimestre 2017	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	281.1	268.8	+4.6	+9.8
EMEA <sup>1</sup>	122.5	117.4	+4.4	+5.0
Les Amériques <sup>1</sup>	93.8	94.1	-0.3	+10.2
Asie   Pacifique <sup>1</sup>	64.8	57.3	+13.1	+19.5
Prises de commandes	313.8	302.1	+3.9	+9.0
EBITDA courant <sup>2</sup>	74.0	71.9	+3.0	
Marge d'EBITDA courant <sup>2</sup> en %	26.3	26.7	-0.4	
Résultat net courant <sup>3</sup>	47.1	44.0	+7.0	
Résultat net courant <sup>3,4</sup> par action en €	0.51	0.48	+7.0	

<sup>1</sup> Selon la localisation des clients

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 1<sup>er</sup> trimestre 2016 ajusté suite à la division de l'action ; valeurs arrondies