

## 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
- Les effets de taux de change freinent la croissance des 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). Le ratio dépenses d'investissement au cours des trois premiers mois de 2018 était de 9,2 %.

## 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 et 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

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      Rapport financier semestriel janvier à juin 2018

23 octobre, 2018      Rapport trimestrielle 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	<b>1<sup>er</sup> trimestre 2018</b>	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.

## Etat du résultat net

	<b>3 mois 2018</b>	3 mois 2017
	<b>en millions €</b>	en millions €
Chiffre d'affaires	281,1	268,8
Coût des ventes	- 133,8	- 131,5
<b>Marge brute</b>	<b>147,3</b>	<b>137,3</b>
Frais commerciaux et de distribution	- 50,2	- 49,1
Frais de recherche et développement	- 17,1	- 12,9
Frais généraux	- 16,3	- 16,1
Autres produits et charges opérationnelles	- 6,1	- 1,4
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>57,6</b>	<b>57,8</b>
Produits financiers	2,6	0,8
Charges financières	- 4,3	- 2,1
<b>Résultat financier</b>	<b>- 1,7</b>	<b>- 1,3</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>56,0</b>	<b>56,5</b>
Impôt sociétés	- 14,5	- 15,8
<b>Résultat net de la période</b>	<b>41,4</b>	<b>40,7</b>
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	40,9	39,8
Participations ne donnant pas le contrôle	0,5	0,9
Résultat net par action (€)	0,44	0,43
Résultat net dilué par action (€)	0,44	0,43

## Etat des autres éléments du résultat global

	<b>3 mois 2018</b>	3 mois 2017
	<b>en millions €</b>	en millions €
Résultat net de la période	41,4	40,7
Couvertures des flux de trésorerie	2,5	4,5
dont partie efficace de la variation de juste valeur	- 0,5	5,5
dont reclassées en résultat	3,0	- 1,0
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	- 0,7	- 1,4
Écarts de conversion	- 7,1	0,7
<b>Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b>	<b>- 5,4</b>	<b>3,8</b>
<b>Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>	<b>- 5,4</b>	<b>3,8</b>
<b>Résultat global net d'impôt</b>	<b>36,0</b>	<b>44,5</b>
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	35,7	43,2
Participations ne donnant pas le contrôle	0,3	1,3

## Tableau de flux de trésorerie

	3 mois 2018 en millions €	3 mois 2017 en millions €
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>56,0</b>	<b>56,5</b>
Résultat financier	1,7	1,3
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>57,6</b>	<b>57,8</b>
Amortissement   Dépréciation des immobilisations	12,8	12,1
Augmentation   diminution des provisions	- 0,9	0,5
Impôts décaissés	- 5,5	- 13,8
Autres éléments non financiers	0,3	0,0
<b>Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>64,3</b>	<b>56,7</b>
Augmentation   diminution des créances	- 16,7	- 14,7
Augmentation   diminution des stocks et en-cours	- 18,4	- 9,6
Augmentation   diminution des dettes	9,1	- 15,6
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>38,3</b>	<b>16,8</b>
Investissements	- 27,4	- 23,8
Autres paiements	0,0	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions &amp; cessions de filiales</b>	<b>- 27,4</b>	<b>- 23,8</b>
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 27,4	- 23,8
Variation de capital	0,0	0,0
Intérêts reçus	0,0	0,1
Intérêts payés et autres charges financières	- 1,9	- 0,4
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	0,0	0,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	0,0	- 0,7
<b>Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 1,1</b>
Remboursements d'emprunts	- 2,8	- 1,3
Souscriptions d'emprunts	4,1	73,3
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 0,5</b>	<b>71,0</b>
<b>Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>10,4</b>	<b>64,0</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	32,6	34,8
Incidences des variations du cours des devises de la période	- 0,3	0,9
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>42,7</b>	<b>99,6</b>

## Etat de la situation financière

Actif	31 mars 2018 en millions €	31 déc. 2017 en millions €
<b>Actifs non courants</b>		
Goodwill	384,1	386,0
Autres immobilisations incorporelles	170,8	172,9
Immobilisations corporelles	342,9	331,3
Immobilisations financières	11,9	11,8
Autres actifs	0,0	0,0
Actifs d'impôts différés	11,7	11,0
	<b>921,4</b>	<b>913,1</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	203,0	185,6
Créances clients	218,2	211,6
Autres actifs financiers	27,5	20,0
Actifs d'impôts exigibles	23,0	24,5
Autres actifs	21,4	16,6
Trésorerie et équivalents	42,7	32,6
	<b>535,8</b>	<b>490,8</b>
<b>Total actif</b>	<b>1 457,2</b>	<b>1 403,9</b>
<b>Passif</b>	<b>31 mars 2018 en millions €</b>	<b>31 déc. 2017 en millions €</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	907,7	872,0
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	657,8	622,1
Participations ne donnant pas le contrôle	7,7	7,4
	<b>915,4</b>	<b>879,5</b>
<b>Passifs non-courants</b>		
Obligations au titre des prestations de retraite	35,8	35,4
Autres provisions	3,1	3,1
Emprunts financiers	45,5	46,3
Passifs financiers de location-financement	15,7	15,8
Autres passifs financiers	30,9	30,4
Passifs d'impôts différés	44,4	43,0
	<b>175,3</b>	<b>174,0</b>
<b>Passifs courants</b>		
Provisions	8,3	9,6
Dettes fournisseurs	126,5	118,0
Emprunts financiers	98,3	95,9
Passifs financiers de location-financement	1,6	1,7
Avantages au personnel	31,5	31,9
Autres passifs financiers	32,6	35,0
Passifs d'impôts exigibles	39,3	31,8
Autres passifs	28,3	26,7
	<b>366,4</b>	<b>350,4</b>
<b>Total capitaux propres et passif</b>	<b>1 457,2</b>	<b>1 403,9</b>

## Rapprochement

en millions €	3 mois 2018	3 mois 2017
EBIT (Résultat opérationnel)	57,6	57,8
Éléments non récurrents	3,6	2,0
Dépreciation   amortissement	12,8	12,1
EBITDA courant	74,0	71,9

en millions €	3 mois 2018	3 mois 2017
EBIT (résult opérationnel)	57,6	57,8
Eléments non-récurrents	3,6	2,0
Amortissement   IFRS 3	4,2	3,7
Résultat financier normalisé <sup>1)</sup>	- 1,1	- 1,1
Charge d'impôt normalisé (2018 : 26%, 2017 : 28%) <sup>2)</sup>	- 16,7	- 17,5
Résultat net courant	47,5	44,9
Participations ne donnant pas le contrôle	- 0,5	- 0,9
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	47,1	44,0
Résultat net courant par action en €	0,51	0,48

<sup>1</sup> Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et impacts de change liés aux emprunts en devises

<sup>2</sup> Charge d'impôt compte tenu du taux d'impôt moyen du groupe, basée sur le résultat courant avant taxes.