

Chiffres du 1<sup>er</sup> trimestre 2017**Sartorius Stedim Biotech enregistre un bon début d'année 2017**

En millions d'euros sauf indications particulières Chiffres non audités	1 <sup>er</sup> trimestre 2017	1 <sup>er</sup> trimestre 2016	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	<b>268,8</b>	245,8	9,4	8,2
EMEA <sup>1</sup>	<b>117,4</b>	114,1	2,9	4,0
Les Amériques <sup>1</sup>	<b>94,1</b>	91,0	3,4	0,4
Asie   Pacifique <sup>1</sup>	<b>57,3</b>	40,7	40,9	37,5
Prises de commandes	<b>302,1</b>	274,1	10,2	9,0
EBITDA courant <sup>2</sup>	<b>71,9</b>	64,6	11,2	
Marge d'EBITDA courant <sup>2</sup> en %	<b>26,7</b>	26,3		
Résultat net courant <sup>3</sup>	<b>44,0</b>	39,4	11,5	
Résultat net courant <sup>3,4</sup> par action en €	<b>0,48</b>	0,43	11,6	

Sartorius Stedim Biotech S.A.  
 Z.I. Les Paluds  
 Avenue de Jouques  
 C.S. 91051  
 13781 Aubagne Cedex- France  
 www.sartorius-stedim.com

Contact :  
 Petra Kirchhoff  
 Tél. : +49 (0)551.308.1686

Goettingen, le 24 avril 2017

<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

**Une croissance continue du chiffre d'affaires**

Sartorius Stedim Biotech (SSB), l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, a enregistré une croissance d'environ 8 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2017. Comme anticipé, l'environnement de marché est revenu à un taux de progression normalisé après deux années d'essor exceptionnel. Le développement de l'activité sur les Amériques a été marqué par un tassement de la demande clients ainsi que par une capacité de livraison limitée pour les milieux de cultures cellulaires, alors que la région Asie | Pacifique a connu le taux de croissance le plus élevé avec un gain d'environ 37 % sous l'effet de la vigueur de la demande à travers tout le portefeuille d'activités. L'acquisition de la société de logiciels Umetrics, conclue début avril, n'a pas eu d'effet sur les résultats du premier trimestre 2017.

**Une hausse plus que proportionnelle des bénéfices**

L'EBITDA courant de SSB a enregistré une hausse de 11,2 % à 71,9 millions d'euros, attribuable à des économies d'échelle ; la marge correspondante atteint 26,7 %. Le résultat courant par action s'élève à 0,48 euro contre 0,43 euro pour la même période de l'exercice précédent.

**Position financière solide**

Avec un ratio de fonds propres de 61,9 % et un ratio d'endettement net / EBITDA courant de 0,3, la situation financière de SSB reste très soutenue et stable. A la fin du premier trimestre, l'endettement net ressort à 74,8 millions d'euros.

**Confirmation des objectifs pour 2017**

S'appuyant sur ses résultats au premier trimestre de l'année, la direction du groupe confirme ses objectifs pour 2017. Le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 8 % à 12 % et la marge d'EBITDA courant devrait progresser d'environ 0,5 point de pourcentage par rapport à l'exercice précédent, soit 27,5 %, à taux de change constants dans les deux cas.



L'entreprise continue de projeter des investissements à hauteur d'environ 10 % à 13 % du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Avec l'acquisition d'Umetrics et hors prise en compte de toute autre acquisition potentielle, SSB prévoit un ratio d'endettement net / EBITDA courant d'ici la fin 2017 légèrement supérieur au niveau de 0,2 publié à la fin de l'exercice 2016.

Ce communiqué du département Relations Investisseurs 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 lundi 24 avril 2017 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=2173934&linkSecurityString=8938b98a>

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)

### 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 4 700 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 052 millions d'euros sur l'exercice 2016.

---

### Contact

Petra Kirchhoff  
Vice-présidente des relations investisseurs  
Tél. : +49(0)551.308.1686  
[petra.kirchhoff@sartorius.com](mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com)

Andreas Theisen  
Directeur des relations investisseurs  
Tél. : +49(0)551.308.1668  
[andreas.theisen@sartorius.com](mailto:andreas.theisen@sartorius.com)



## État du résultat net

	3 mois 2017 en millions €	3 mois 2016 en millions €
Chiffre d'affaires	268,8	245,8
Coût des ventes	- 131,5	- 120,3
<b>Marge brute</b>	<b>137,3</b>	<b>125,5</b>
Frais commerciaux et de distribution	- 49,1	- 45,8
Frais de recherche et développement	- 12,9	- 11,6
Frais généraux	- 16,1	- 13,4
Autres produits et charges opérationnelles	- 1,4	- 3,9
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>57,8</b>	<b>50,8</b>
Produits financiers	0,8	3,6
Charges financières	- 2,1	- 2,3
<b>Résultat financier</b>	<b>- 1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>56,5</b>	<b>52,2</b>
Impôt sociétés	- 15,8	- 15,1
<b>Résultat net de la période</b>	<b>40,7</b>	<b>37,0</b>
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	39,8	36,4
Participations ne donnant pas le contrôle	0,9	0,6
Résultat net par action (€)	0,43	0,40
Résultat net dilué par action (€)	0,43	0,40

## État du résultat global

	3 mois 2017 en millions €	3 mois 2016 en millions €
Résultat net de la période	40,7	37,0
Couvertures des flux de trésorerie	4,5	- 0,6
Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie	- 1,4	0,2
Investissement dans une entité étrangère	0,0	2,8
Charge d'Impôt sur investissement net dans une entité étrangère	0,0	- 0,8
Écarts de conversion	0,7	- 16,2
<b>Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b>	<b>3,8</b>	<b>- 14,6</b>
Gains   (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	0,0
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	0,0	0,0
<b>Eléments 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>3,8</b>	<b>- 14,6</b>
<b>Résultat global net d'impôt</b>	<b>44,5</b>	<b>22,4</b>
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	43,2	21,9
Participations ne donnant pas le contrôle	1,3	0,5



Tableau de flux de trésorerie

	3 mois 2017 en millions €	3 mois 2016 en millions €
Résultat avant impôts	56,5	52,2
Résultat financier	1,3	- 1,3
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>57,8</b>	<b>50,8</b>
Amortissement   Dépréciation des immobilisations	12,1	10,3
Augmentation   diminution des provisions	0,5	1,9
Impôts décaissés	- 13,8	- 8,1
Autres éléments non financiers	0,0	0,0
<b>Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>56,7</b>	<b>55,0</b>
Augmentation   diminution des créances	- 14,7	- 22,3
Augmentation   diminution des stocks et en-cours	- 9,6	- 15,9
Augmentation   diminution des dettes	- 15,6	11,1
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>16,8</b>	<b>27,8</b>
Investissements	- 23,8	- 16,6
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,0	0,2
Autres paiements	0,0	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions Et cessions de filiales</b>	<b>- 23,8</b>	<b>- 16,4</b>
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	0,0	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>- 23,8</b>	<b>- 16,4</b>
Variation de capital	0,0	0,0
Intérêts reçus	0,1	0,0
Intérêts payés et autres charges financières	- 0,4	- 0,6
Dividendes payés :	0,0	0,0
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	0,0	0,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	- 0,7	0,0
<b>Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 1,1</b>	<b>- 0,6</b>
Remboursements d'emprunts	- 1,3	- 8,3
Souscriptions d'emprunts	73,3	0,0
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>71,0</b>	<b>- 8,9</b>
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	64,0	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	34,8	31,8
Incidences des variations du cours des devises de la période	0,9	0,0
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>99,6</b>	<b>34,4</b>



## État de la situation financière

Actif	31 mars 2017 en millions €	31 déc. 2016 en millions €
<b>Actifs non courants</b>		
Goodwill	344,9	344,8
Autres immobilisations incorporelles	143,1	144,0
Immobilisations corporelles	280,1	261,5
Immobilisations financières	3,1	2,3
Autres actifs	0,9	0,8
Actifs d'impôts différés	11,7	10,8
	<b>783,7</b>	<b>764,1</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	180,8	171,1
Créances clients	192,6	184,0
Autres actifs financiers	17,4	8,5
Actifs d'impôts exigibles	16,6	20,9
Autres actifs	14,2	12,5
Trésorerie et équivalents	99,6	34,8
	<b>521,1</b>	<b>431,7</b>
<b>Total actif</b>	<b>1 304,8</b>	<b>1 195,8</b>
<b>Passif</b>	<b>31 mars 2017 en millions €</b>	<b>31 déc. 2016 en millions €</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	801,3	758,0
Capital social	18,2	18,1
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	551,6	508,4
Participations ne donnant pas le contrôle	6,1	5,6
	<b>807,5</b>	<b>763,6</b>
<b>Passifs non-courants</b>		
Obligations au titre des prestations de retraite	34,7	34,2
Autres provisions	3,1	3,1
Emprunts financiers	8,3	9,4
Passifs financiers de location-financement	16,5	16,7
Autres passifs financiers	54,9	55,8
Passifs d'impôts différés	29,3	28,8
	<b>146,8</b>	<b>147,9</b>
<b>Passifs courants</b>		
Provisions	9,6	9,3
Dettes fournisseurs	101,9	107,8
Emprunts financiers	148,0	74,7
Passifs financiers de location-financement	1,6	1,6
Autres passifs financiers	49,1	51,9
Passifs d'impôts exigibles	20,5	21,0
Autres passifs	19,8	18,2
	<b>350,5</b>	<b>284,4</b>
<b>Total capitaux propres et passif</b>	<b>1 304,8</b>	<b>1 195,8</b>



## Rapprochement

en millions €	<b>3 months 2017</b>	3 months 2016
EBIT (résult opérationnel)	57,8	50,8
Eléments non-récurrents	2,0	3,5
Dépréciations et amortissements	12,1	10,3
Résultat net courant	44,9	40,0

en millions €	<b>3mois 2016</b>	3 mois 2016
EBIT (résult opérationnel)	57,8	50,8
Eléments non-récurrents	2,0	3,5
Amortissement   IFRS 3	3,7	3,5
Résultat financier normalisé <sup>1)</sup>	- 1,1	- 1,4
Charge d'impôt normalisé (2017 : 28%, 2016 : 29%) <sup>2)</sup>	- 17,5	- 16,3
Résultat net courant	44,9	40,0
Participations ne donnant pas le contrôle	- 0,9	- 0,6
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	44,0	39,4
Résultat net courant par action <sup>3)</sup> en €	0,48	0,43

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

2) Charges courantes d'impôt basées sur le résultat courant avant taxes et dépréciation des éléments non monétaires

3) 3 mois 2016 ajusté suite à la division de l'action ; valeurs arrondies