

Chiffres des neuf premiers mois de l'exercice 2016

**Sartorius Stedim Biotech continue sur la voie de la croissance**

En millions d'euros sauf indications particulières	9 mois 2016	9 mois 2015	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	785,1	660,9	18,8	20,4
EMEA <sup>1</sup>	342,7	299,5	14,4	16,2
Les Amériques <sup>1</sup>	290,2	242,4	19,7	21,0
Asie   Pacifique <sup>1</sup>	152,2	119,0	28,0	29,8
Prises de commandes	806,6	694,0	16,2	17,8
EBITDA courant <sup>2</sup>	214,1	173,2	23,6	
Marge d'EBITDA courant <sup>2</sup> en %	27,3	26,2	+1,1pp	
Résultat net courant <sup>3</sup>	131,3	104,1	26,0	
Résultat net courant <sup>3,4</sup> par action en €	1,42	1,13	26,0	

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 octobre 2016

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

<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.

<sup>4</sup> 9 mois 2015, ajusté suite à la division de l'action

**Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires**

Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur leader de l'industrie biopharmaceutique, a continué sur la voie de la croissance. Bénéficiant d'un environnement de marché toujours dynamique, l'entreprise a observé une demande soutenue pour l'ensemble du portefeuille de produits et a enregistré une croissance de plus de 20 % de son chiffre d'affaires. Outre une forte performance organique, les acquisitions ont contribué à la croissance non-organique à hauteur d'environ 2 points de pourcentage. La zone géographique Asie | Pacifique a enregistré le taux de croissance le plus élevé avec une hausse d'environ 30 %, attribuable en partie à d'importantes livraisons d'équipements. Les ventes des zones géographiques Amériques et EMEA ont également affiché une forte croissance à deux chiffres par rapport aux données de comparaison élevées du troisième trimestre de l'exercice précédent.

**Résultats en hausse**

SSB a enregistré une hausse de son EBITDA courant de près d'un quart à 214,1 millions d'euros, attribuable à des économies d'échelle ; la marge correspondante a atteint 27,3 %. Le résultat net courant par action s'est élevé à 1,42 euro contre 1,13 euro pour la même période de l'exercice précédent.

**Situation financière confortable**

Avec un ratio de fonds propres de 60,5 % et un ratio d'endettement net / EBITDA courant de 0,3, la situation financière de SSB reste forte et stable. L'endettement net ressort à 94,6 millions d'euros à la fin des neuf premiers mois.

**Confirmation des objectifs pour 2016**

S'appuyant sur les résultats des neuf premiers mois de l'entreprise, la direction a confirmé ses perspectives pour l'année 2016. La croissance du chiffre d'affaires devrait atteindre environ 17 % à 20 % à taux de change constant, dont environ 2 points de pourcentage de croissance non-organique attribuables aux récentes acquisitions. La marge d'EBITDA courant devrait progresser d'environ 1,5 point de pourcentage à taux de change constant par rapport à un niveau de 26,2 % pour l'exercice précédent.



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 octobre 2016 pour commenter les résultats aux analystes et investisseurs. Cette conférence aura lieu à 15h30 (heure d'Europe centrale). Pour y participer, il convient de composer l'un des numéros suivants à partir de 15h20 :

Allemagne : +49 (0)69 2222 13420  
France : +33 (0)1 76 77 22 74  
Royaume-Uni : +44 (0)20 3043 2002  
États-Unis : +1 719 457 1036

Le code d'accès est le suivant : 8030273  
Présentation disponible sur : [www.sartorius-stedim.com](http://www.sartorius-stedim.com)

### **À propos du groupe 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 S.A. 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, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Au 31 décembre 2015, l'effectif du groupe Sartorius Stedim Biotech était d'environ 4 200 personnes et son chiffre d'affaires de 884,3 millions d'euros.

---

#### **Contact**

Petra Kirchhoff  
Vice-présidente de la direction communication  
Tél. : +49(0)551.308.1686  
[petra.kirchhoff@sartorius.com](mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com)

Andreas Theisen  
Directeur Relations Investisseurs  
Tél. : +49(0)551.308.1686  
[andreas.theisen@sartorius.com](mailto:andreas.theisen@sartorius.com)



## État du résultat net et des autres éléments du résultat global

	3 <sup>ème</sup> trimestre 2016 en millions €	3 <sup>ème</sup> trimestre 2015 en millions €	9 mois 2016 en millions €	9 mois 2015 en millions €
Chiffre d'affaires	276,3	238,9	785,1	660,9
Coût des ventes	- 135,3	- 114,6	- 387,3	- 320,4
<b>Marge brute</b>	<b>141,0</b>	<b>124,3</b>	<b>397,8</b>	<b>340,5</b>
Frais commerciaux et de distribution	- 46,5	- 42,6	- 139,3	- 122,1
Frais de recherche et développement	- 12,5	- 11,0	- 36,5	- 31,1
Frais généraux	- 15,7	- 11,5	- 42,5	- 34,5
Autres produits et charges opérationnelles	- 3,2	- 4,0	- 5,9	- 10,5
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>63,3</b>	<b>55,2</b>	<b>173,6</b>	<b>142,3</b>
Produits financiers	0,5	1,2	5,5	2,9
Charges financières	- 1,3	1,2	- 8,4	- 13,1
<b>Résultat financier</b>	<b>- 0,7</b>	<b>2,4</b>	<b>- 2,8</b>	<b>- 10,2</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>62,5</b>	<b>57,6</b>	<b>170,8</b>	<b>132,1</b>
Impôt sociétés	- 18,1	- 16,7	- 49,5	- 38,3
<b>Résultat net de la période</b>	<b>44,4</b>	<b>40,9</b>	<b>121,3</b>	<b>93,8</b>
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	43,7	40,8	119,4	92,2
Participations ne donnant pas le contrôle	0,7	0,1	1,8	1,6
Résultat net par action (€)	0,47	0,44	1,30	1,00
Résultat net dilué par action (€)	0,47	0,44	1,30	1,00

## Autres éléments du résultat global

	3 <sup>ème</sup> trimestre 2016 en millions €	3 <sup>ème</sup> trimestre 2015 en millions €	9 mois 2016 en millions €	9 mois 2015 en millions €
Résultat net de la période	44,4	40,9	121,3	93,8
Couvertures des flux de trésorerie	1,9	1,4	2,9	0,2
Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie	- 0,6	- 0,4	- 0,9	- 0,1
Investissement dans une entité étrangère	0,3	0,1	1,6	- 4,8
Charge d'Impôt sur investissement net dans une entité étrangère	- 0,1	0,0	- 0,5	1,4
<b>Écarts de conversion</b>	<b>- 3,9</b>	<b>- 3,9</b>	<b>- 17,4</b>	<b>16,6</b>
<b>Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 2,9</b>	<b>- 14,2</b>	<b>13,3</b>
Gains   (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	- 0,1	- 3,9	2,4
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	0,0	0,0	1,0	- 0,7
<b>Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,1</b>	<b>- 2,9</b>	<b>1,8</b>
<b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>	<b>- 2,4</b>	<b>- 2,9</b>	<b>- 17,1</b>	<b>15,1</b>
<b>Résultat global net d'impôt</b>	<b>42,0</b>	<b>38,0</b>	<b>104,1</b>	<b>108,9</b>
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	41,1	38,2	102,1	107,1
Participations ne donnant pas le contrôle	0,9	- 0,3	2,1	1,8



## Tableau de flux trésorerie

	9 mois 2016 en millions €	9 mois 2015 en millions €
Résultat avant impôts	170,8	132,1
Résultat financier	2,8	10,2
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>173,6</b>	<b>142,3</b>
Amortissement   Dépréciation des immobilisations	32,8	28,6
Augmentation   diminution des provisions	2,6	2,5
Impôts décaissés	- 55,4	- 30,4
Autres éléments non financiers	0,0	0,0
<b>Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>153,6</b>	<b>142,9</b>
Augmentation   diminution des créances	- 45,7	- 37,9
Augmentation   diminution des stocks et en-cours	- 29,8	- 25,1
Augmentation   diminution des dettes	22,4	17,7
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>100,5</b>	<b>97,7</b>
Investissements	- 52,5	- 35,0
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,3	0,5
Autres paiements	0,1	- 0,1
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions &amp; cessions de filiales</b>	<b>- 52,1</b>	<b>- 34,6</b>
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	- 23,0	- 54,4
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>- 75,1</b>	<b>- 89,0</b>
Variation de capital	- 0,6	0,2
Intérêts reçus	0,1	0,0
Intérêts payés et autres charges financières	- 1,2	- 2,5
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	- 30,7	- 20,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	- 0,8	- 0,4
<b>Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 33,3</b>	<b>- 22,7</b>
Remboursements d'emprunts	- 4,9	- 3,8
Souscriptions d'emprunts	16,1	22,5
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	- 1,5
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 22,1</b>	<b>- 5,5</b>
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3,4	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	31,8	18,5
Incidences des variations du cours des devises de la période	- 0,1	2,5
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>35,1</b>	<b>24,2</b>



## État de la situation financière

Actif	30 sept. 2016 en millions €	31 déc. 2015 en millions €
<b>Actifs non courants</b>		
Goodwill	342,3	337,0
Autres immobilisations incorporelles	148,2	143,3
Immobilisations corporelles	243,7	222,9
Immobilisations financières	1,6	1,3
Autres actifs	0,9	0,8
Actifs d'impôts différés	12,7	10,0
	<b>749,3</b>	<b>715,3</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	175,0	147,0
Créances clients	185,5	142,3
Autres actifs financiers	10,2	8,4
Actifs d'impôts exigibles	18,6	9,8
Autres actifs	14,8	11,5
Trésorerie et équivalents	35,1	31,8
	<b>439,3</b>	<b>350,8</b>
<b>Total actif</b>	<b>1 188,6</b>	<b>1 066,1</b>
<b>Passif</b>	<b>30 sept. 2016 en millions €</b>	<b>31 déc. 2015 en millions €</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	712,1	641,4
Capital social	18,4	15,4
Réserves	231,2	235,2
Bénéfices non distribués et autres réserves	462,4	390,8
Participations ne donnant pas le contrôle	7,0	5,8
	<b>719,1</b>	<b>647,2</b>
<b>Passifs non-courants</b>		
Obligations au titre des prestations de retraite	36,4	31,7
Autres provisions	3,3	3,3
Emprunts financiers	10,5	12,6
Passifs financiers de location-financement	16,7	16,9
Autres passifs financiers	51,3	51,5
Passifs d'impôts différés	34,9	30,2
	<b>153,0</b>	<b>146,2</b>
<b>Passifs courants</b>		
Provisions	11,3	8,0
Dettes fournisseurs	114,5	100,6
Emprunts financiers	101,0	87,2
Passifs financiers de location-financement	1,6	1,5
Autres passifs financiers	47,8	41,3
Passifs d'impôts exigibles	23,0	20,0
Autres passifs	17,3	14,1
	<b>316,5</b>	<b>272,7</b>
<b>Total capitaux propres et passif</b>	<b>1 188,6</b>	<b>1 066,1</b>



## Rapprochement

en millions €	9 mois 2016	9 mois 2015
EBIT (résultat opérationnel)	173,6	142,3
Eléments non-récurrents	7,7	2,6
Amortissement   IFRS 3	10,6	9,2
Résultat financier normalisé <sup>1</sup>	- 4,5	- 5,1
Charge d'impôt normalisé (2016 : 29%, 2015 : 29%) <sup>2</sup>	- 54,4	- 43,2
Résultat net courant	133,1	105,8
Participations ne donnant pas le contrôle	- 1,8	- 1,6
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	131,3	104,1
Résultat net courant par action <sup>3</sup> en €	1,42	1,13

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

<sup>3</sup> 9 mois 2015, ajusté suite à la division de l'action