



Chiffres du 1<sup>er</sup> trimestre :

## Un début d'année 2015 dynamique pour Sartorius Stedim Biotech

En millions d'euros sauf autre indication Chiffres non audités	3 mois 2015	3 mois 2014	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises de commandes	224,1	175,3	27,9	17,1
Chiffre d'affaires	204,4	154,0	32,8	21,5
EMEA <sup>1</sup>	97,5	80,2	21,6	19,2
Amériques <sup>1</sup>	70,2	44,6	57,4	31,2
Asie   Pacifique <sup>1</sup>	36,8	29,2	25,9	13,0
EBITDA courant <sup>2</sup>	50,8	33,3	52,4	
Marge d'EBITDA courant en % <sup>2</sup>	24,8	21,6		
Résultat net <sup>3</sup>	29,6	18,1	64,1	
Résultat net par action en € <sup>3</sup>	1,93	1,18	64,1	

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

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

Goettingen, le 20 avril 2015

<sup>1</sup> Selon la localisation des clients ; reporting par zones géographiques légèrement modifié <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, et hors Amortissement et basé sur les résultat financier et taux d'impôt normalisés.

### Forte croissance à deux chiffres des prises de commandes et du chiffre d'affaires

Sur les trois premiers mois de 2015, Sartorius Stedim Biotech, fournisseur leader de l'industrie biopharmaceutique, a enregistré une très nette progression à deux chiffres de ses prises de commandes et de son chiffre d'affaires. Alors que la société s'attendait à des taux de croissance supérieurs à la moyenne pour le premier trimestre en raison d'une faible base de comparaison avec l'année précédente, les gains ont dépassé les attentes à la faveur d'une performance dynamique de l'ensemble du portefeuille de produits. Du point de vue des zones géographiques, les Amériques ont affiché de nouveau la plus forte croissance, notamment en raison des niveaux relativement faibles enregistrés au premier trimestre 2014.

### Bénéfices en hausse

Sartorius Stedim Biotech a enregistré une augmentation plus que proportionnelle de ses résultats, essentiellement attribuable aux économies d'échelle réalisées et aux effets de change favorables. L'EBITDA courant a bondi de 52,4 % pour s'établir à 50,8 millions d'euros ; la marge correspondante a atteint 24,8 %. Les éléments non opérationnels ont représenté 0,4 million d'euros. Le résultat net courant par action s'est élevé à 1,93 euro contre 1,18 euro pour la même période de l'exercice précédent.

### Une performance financière solide

Avec un ratio de fonds propres de 59,2 % et un ratio d'endettement net / EBITDA courant de 0,5, l'assise financière du groupe Sartorius Stedim Biotech reste bonne et stable. L'endettement net ressort à 89,1 millions d'euros à la fin du premier trimestre.

### Prévisions 2015 revues à la hausse

Sur la base des solides résultats des trois premiers mois, la direction a revu ses objectifs à la hausse pour l'année 2015. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant devrait désormais atteindre approximativement 7 % à 10 % (prévision précédente : 4 % à 7 %). La direction prévoit une croissance de la marge d'EBITDA courant qui devrait s'établir à taux de change constant à environ 24,5% à 25% (prévision précédente : environ 24,0% à 24,5%).



Tous les chiffres ci-dessus sont sujets à un audit final des commissaires aux comptes.

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 et webcast

Joachim Kreuzburg, président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une conférence téléphonique lundi 20 avril 2015 pour commenter les résultats aux analystes et investisseurs. Cette conférence aura lieu à 15h00 (heure d'Europe centrale). Pour y participer, il convient de composer l'un des numéros suivants à partir de 14h50 :

Allemagne : +49(0)69 2222 10637

France : +33(0)1 76 77 22 38

Royaume-Uni : +44(0)20 3427 1926

États-Unis : +1646 254 3369

Le code d'accès est le suivant : 7111358

Webcast et présentation disponibles 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 d'équipements et de services de pointe destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Grâce à ses solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la culture de cellules, de la filtration, de la purification, du traitement et du stockage des fluides ainsi que des techniques de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide partout dans le monde ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques en toute sécurité, avec rapidité et rentabilité. 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. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces, chaque jour fidèle à sa philosophie « turning science into solutions ».

Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée à la Bourse de Paris Euronext. 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. Son principal site de production et de développement se trouve en Allemagne. Le groupe Sartorius Stedim Biotech emploie environ 3 700 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 683,5 millions d'euros sur l'exercice 2014.

---

### Contact

Petra Kirchoff, vice-présidente de la direction communication du groupe et relations investisseurs

Sartorius Corporate Administration GmbH, 37070 Goettingen, Allemagne

Tél. : +49(0)551.308.1686; Fax: +49(0)551.308.3410

E-mail: [petra.kirchoff@sartorius.com](mailto:petra.kirchoff@sartorius.com); [www.sartorius-stedim.com](http://www.sartorius-stedim.com)



## Compte de résultat

	<b>3 mois 2015</b> en millions €	3 mois 2014 en millions €
Chiffre d'affaires	204,4	154,0
Coût des ventes	- 101,6	- 76,1
<b>Marge brute</b>	<b>102,8</b>	<b>77,9</b>
Frais commerciaux et de distribution	- 39,3	- 35,0
Frais de recherche et développement	- 10,9	- 10,3
Frais généraux	- 10,9	- 9,5
Autres produits et charges opérationnelles	- 0,4	1,4
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>41,3</b>	<b>24,5</b>
Produits financiers	2,0	0,1
Charges financières	- 15,8	- 2,6
<b>Résultat financier</b>	<b>- 13,8</b>	<b>- 2,5</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>27,5</b>	<b>22,0</b>
Impôts différés : produit (+)   charge (-)	0,9	0,7
Impôt sociétés	- 8,9	- 7,1
<b>Charge d'impôt</b>	<b>- 8,0</b>	<b>- 6,4</b>
<b>Résultat net de la période</b>	<b>19,5</b>	<b>15,6</b>
Attribuable à :		
Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	18,7	15,6
Participations ne donnant pas le contrôle	0,8	0,0
Résultat net par action (€)	1,22	1,01
Résultat net dilué par action (€)	1,22	1,01



## État de la situation financière

Actif	31 mars 2015 en millions €	31 déc. 2014 en millions €
<b>Actifs non courants</b>		
Goodwill	317,0	314,4
Autres immobilisations incorporelles	111,8	111,9
Immobilisations corporelles	200,7	192,2
Immobilisations financières	1,3	1,2
Actifs d'impôts différés	9,8	10,2
Autres actifs	1,0	0,7
	<b>641,7</b>	<b>630,6</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	127,0	110,0
Créances clients	145,7	124,8
Autres actifs financiers	8,1	6,8
Actifs d'impôts exigibles	14,7	8,9
Autres actifs	8,9	7,1
Trésorerie et équivalents	24,9	18,5
	<b>329,4</b>	<b>276,2</b>
<b>Total actif</b>	<b>971,1</b>	<b>906,8</b>
<b>Passif</b>		
	<b>31 mars 2015 en millions €</b>	<b>31 déc. 2014 en millions €</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	566,9	532,5
Capital social	15,4	15,4
Réserves	235,1	235,0
Bénéfices non distribués et autres réserves	316,4	282,1
Participations ne donnant pas le contrôle	7,6	6,0
	<b>574,5</b>	<b>538,5</b>
<b>Passifs non-courants</b>		
Obligations au titre des prestations de retraite	31,2	30,6
Autres provisions	2,9	2,9
Emprunts financiers	14,8	15,9
Passifs financiers de location-financement	17,0	16,8
Autres passifs financiers	58,2	44,7
Passifs d'impôts différés	24,2	27,8
	<b>148,4</b>	<b>138,7</b>
<b>Passifs courants</b>		
Provisions	6,7	6,2
Dettes fournisseurs	85,3	81,1
Emprunts financiers	80,6	71,8
Passifs financiers de location-financement	1,6	1,6
Autres passifs financiers	46,9	48,1
Passifs d'impôts exigibles	10,9	10,1
Autres passifs	16,3	10,7
	<b>248,3</b>	<b>229,6</b>
<b>Total capitaux propres et passif</b>	<b>971,1</b>	<b>906,8</b>



Tableau de flux trésorerie

	3 mois 2015 en millions €	3 mois 2014 en millions €
<b>Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle</b>		
Résultat avant impôts	27,5	22,0
Résultat financier	13,8	2,5
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>41,3</b>	<b>24,5</b>
Amortissement   Dépréciation des immobilisations	9,0	8,1
Augmentation   diminution des provisions	0,4	- 0,8
Impôts décaissés	- 11,7	- 5,1
Autres éléments non financiers	- 1,6	0,0
<b>Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>37,4</b>	<b>26,8</b>
Augmentation   diminution des créances	- 21,7	- 2,1
Augmentation   diminution des stocks et en-cours	- 12,0	- 7,0
Augmentation   diminution des dettes	12,2	- 3,8
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>15,9</b>	<b>13,9</b>
<b>Trésorerie liée aux opérations d'investissement</b>		
Investissements	- 10,7	- 11,3
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,2	0,1
Autres paiements	0,0	- 0,1
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions &amp; cessions de filiales</b>	<b>- 10,6</b>	<b>- 11,3</b>
Paiement relatif à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	0,0	0,0
Produits provenant de la cession de filiales consolidées et d'activité	0,0	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>- 10,6</b>	<b>- 11,3</b>
<b>Trésorerie provenant des opérations de financement</b>		
Variation de capital	0,1	0,0
Intérêts reçus	0,0	0,1
Intérêts payés et autres charges financières	- 0,7	- 1,5
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	0,0	0,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
<b>Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 0,6</b>	<b>- 1,5</b>
Remboursements (-)   Souscriptions (+) d'emprunts	- 0,6	18,8
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>- 1,2</b>	<b>17,4</b>
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4,1	20,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	18,5	35,6
Incidences des variations du cours des devises de la période	2,2	- 0,1
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>24,9</b>	<b>55,5</b>