



Sartorius Stedim Biotech : croissance forte à fin septembre

En millions d'euros sauf indications particulières Chiffres non audités	9 mois 2015	9 mois 2014	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises de commandes	694,0	509,7	36,2	24,9
Chiffre d'affaires	660,9	494,3	33,7	22,7
EMEA ¹	299,5	240,7	24,4	22,2
Les Amériques ¹	242,4	157,2	54,2	28,8
Asie Pacifique ¹	119,0	96,4	23,5	13,8
EBITDA courant ²	173,2	114,0	51,9	
Marge d'EBITDA courant ² en %	26,2	23,1		
Résultat net courant ³	104,1	63,2	64,8	
Résultat net courant ³ par action en €	6,78	4,12	64,6	

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 octobre 2015

¹ Selon la localisation des clients

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

³ 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.

Croissance à deux chiffres des prises de commandes et du chiffre d'affaires

Fournisseur leader de l'industrie bio-pharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech bénéficie d'une dynamique-marché supérieure aux attentes et par ailleurs continue à gagner des parts de marché. Les ventes de Sartorius Stedim Biotech ont porté sur l'ensemble de son offre produits et en particulier sur les produits à usage unique (Prise de commandes +24,9% ; Chiffre d'affaires + 22,7% ; à taux de change constants). De plus, les sociétés acquises récemment, Celca et Bio Outsource, ont apporté leur contribution à la performance d'ensemble. Toutes les zones géographiques ont contribué à la croissance, les Amériques en tête.

Résultats en hausse

La croissance produit une amélioration plus que proportionnelle des résultats de Sartorius Stedim Biotech, attribuable principalement à des économies d'échelle : EBITDA courant 173,2M€, + 51,9% ; marge d'EBITDA courant : 26,2% du Chiffre d'affaires ; Résultat Net Courant par action : 6,78€ contre 4,12€ pour la même période de 2014.

Tous les principaux indicateurs financiers à des niveaux confortables

Avec un ratio de fonds propres de 59,4 % et un ratio d'endettement net / EBITDA courant de 0,5, l'assise financière du groupe Sartorius Stedim Biotech reste forte et stable. L'endettement net ressort à 108,9 millions d'euros après neuf mois d'activité.

Prévisions 2015 revues à la hausse

Sur la base des bons résultats des neuf premiers mois, la direction a une nouvelle fois relevé ses objectifs pour l'année 2015. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant devrait désormais atteindre approximativement 20 % (prévisions précédentes : environ 15 %), dont environ 1,5 point de pourcentage attribuable aux récentes acquisitions. La marge d'EBITDA courant devrait s'établir à taux de change constant entre 25,5 % et 26,0 % (prévisions précédentes : entre 25,0 % et 25,5 %).



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 et webcast

Joachim Kreuzburg, président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une conférence téléphonique mardi 20 octobre 2015 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 10622

France : +33(0)1 70 48 01 66

Royaume-Uni : +44(0)20 3427 1914

États-Unis : +1646 254 3361

Le code d'accès est le suivant : 4547223

Webcast et présentation disponibles sur : 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. Avec 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 ses 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 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. Son principal site de production et de développement se trouve en Allemagne. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé 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
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 ; www.sartorius-stedim.com



Compte de résultat

	3 ^{ème} trimestre 2015 en millions €	3 ^{ème} trimestre 2014 en millions €	9 mois 2015 en millions €	9 mois 2014 en millions €
Chiffre d'affaires	238,9	170,1	660,9	494,3
Coût des ventes	- 112,7	- 84,9	- 316,6	- 245,7
Marge brute	126,2	85,2	344,3	248,5
Frais commerciaux et de distribution	- 42,5	- 35,0	- 122,1	- 105,6
Frais de recherche et développement	- 12,0	- 10,0	- 33,9	- 29,6
Frais généraux	- 11,5	- 9,2	- 34,5	- 27,9
Autres produits et charges opérationnelles	- 4,0	- 0,7	- 10,5	1,0
EBIT (Résultat opérationnel)	56,2	30,3	143,4	86,4
Produits financiers	1,2	0,3	2,9	0,5
Charges financières	1,2	- 2,5	- 13,1	- 7,7
Résultat financier	2,4	- 2,2	- 10,2	- 7,3
Résultat avant impôts	58,6	28,1	133,2	79,1
Impôts différés : produit (+) charge (-)	0,1	0,1	2,5	1,6
Impôt sociétés	- 17,1	- 8,2	- 41,1	- 25,5
Résultat net de la période	41,6	20,0	94,6	55,2
Attribuable à :				
Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	41,5	19,8	93,0	54,8
Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	0,2	1,6	0,4
Résultat net par action (€)	2,70	1,29	6,05	3,57
Résultat net dilué par action (€)	2,70	1,29	6,05	3,57



État de la situation financière

Actif	30 sept. 2015 en millions €	31 déc. 2014 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	346,6	313,8
Autres immobilisations incorporelles	136,2	113,2
Immobilisations corporelles	210,9	192,2
Immobilisations financières	1,7	1,2
Actifs d'impôts différés	10,4	10,2
Autres actifs	0,7	0,7
	706,5	631,2
Actifs courants		
Stocks	138,3	110,0
Créances clients	166,9	124,8
Autres actifs financiers	6,2	6,8
Actifs d'impôts exigibles	4,1	8,9
Autres actifs	12,1	7,1
Trésorerie et équivalents	24,2	18,5
	351,8	276,2
Total actif	1 058,4	907,3
Passif		
	30 sept. 2015 en millions €	31 déc. 2014 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	621,0	532,4
Capital social	15,4	15,4
Réserves	235,2	235,0
Bénéfices non distribués et autres réserves	370,4	282,0
Participations ne donnant pas le contrôle	7,5	6,7
	628,5	539,1
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	29,1	30,6
Autres provisions	2,9	2,9
Emprunts financiers	13,5	15,9
Passifs financiers de location-financement	16,8	16,8
Autres passifs financiers	50,0	44,7
Passifs d'impôts différés	31,8	27,8
	144,1	138,7
Passifs courants		
Provisions	8,9	6,2
Dettes fournisseurs	93,3	81,1
Emprunts financiers	101,3	71,8
Passifs financiers de location-financement	1,5	1,6
Autres passifs financiers	50,8	48,1
Passifs d'impôts exigibles	14,6	10,1
Autres passifs	15,3	10,7
	285,8	229,6
Total capitaux propres et passif	1 058,4	907,3



Tableau de flux trésorerie

	9 mois 2015 en millions €	9 mois 2014 en millions €
Résultat avant impôts	133,2	79,1
Résultat financier	10,2	7,3
EBIT (Résultat opérationnel)	143,4	86,4
Amortissement Dépréciation des immobilisations	27,5	25,6
Augmentation diminution des provisions	2,5	-0,4
Impôts décaissés	-30,4	-21,4
Autres éléments non financiers	0,0	0,0
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	142,9	90,2
Augmentation diminution des créances	-37,9	-11,8
Augmentation diminution des stocks et en-cours	-25,1	-19,3
Augmentation diminution des dettes	17,7	-0,2
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	97,7	59,0
Investissements	-35,0	-31,0
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,5	0,4
Autres paiements	-0,1	3,9
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions et cessions de filiales	-34,6	-26,8
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	-54,4	-4,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-89,0	-31,1
Variation de capital	0,2	0,1
Intérêts reçus	0,0	0,4
Intérêts payés et autres charges financières	-2,5	-4,2
Dividendes payés :	0,0	0,0
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-20,0	-18,4
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-0,4	-0,4
Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement	-22,7	-22,5
Remboursements d'emprunts	-6,6	-10,1
Souscriptions d'emprunts	25,3	7,5
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	-1,5	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-5,5	-25,1
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3,1	2,9
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	2,5	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	24,2	44,7