



Chiffres du 1^{er} trimestre

Sartorius Stedim Biotech : un début d'année 2016 dynamique

En millions d'euros sauf indications particulières Chiffres non audités	3 mois 2016	3 mois 2015	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises de commandes	274,1	224,1	22,3	23,0
Chiffre d'affaires	245,8	204,4	20,2	20,9
EMEA ¹	114,1	97,3	17,2	18,0
Les Amériques ¹	91,0	70,2	29,7	29,3
Asie Pacifique ¹	40,7	36,9	10,1	12,8
EBITDA courant ²	64,6	50,8	27,2	
Marge d'EBITDA courant ² en %	26,3	24,8		
Résultat net courant ³	39,4	29,6	33,0	
Résultat net courant ³ par action en €	2,57	1,93	32,9	

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 20 avril 2016

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

Bénéficiant d'un environnement de marché toujours dynamique, Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur leader de l'industrie biopharmaceutique a enregistré de bons résultats pour le 1er trimestre 2016 avec un chiffre d'affaires en hausse de 20,9 %. Outre une forte performance opérationnelle, ce taux de croissance élevé reflète l'impact positif de la première consolidation des sociétés acquises récemment, BioOutsource (avril 2015) et Cellca (juillet 2015), qui ont contribué à hauteur de 3 points de pourcentage à la croissance; et de données de comparaison relativement modérées au même trimestre de l'année précédente. Ce développement a été stimulé par une demande soutenue pour l'ensemble du portefeuille de produits, en particulier pour les produits à usage unique. Du point de vue des zones géographiques, les Amériques ont affiché la plus forte croissance avec un gain de près de 30 %, la région EMEA et l'Asie ont également enregistré une progression à deux chiffres.

Résultats en hausse

SSB a enregistré une hausse plus que proportionnelle de ses résultats, attribuable principalement à des économies d'échelle. L'EBITDA courant a progressé de 27,2 % à 64,6 millions d'euros, la marge d'EBITDA courant a atteint 26,3 %. Le résultat net courant par action est en hausse en glissement annuel, à 2,57 euros contre 1,93 euro pour la même période en 2015.

Position financière solide

La situation financière de SSB s'est renforcée encore davantage comme le montrent le ratio de fonds propres à 60,9 % et le ratio d'endettement net / EBITDA courant à 0,3. L'endettement net était à 76,3 millions d'euros à la fin du premier trimestre.

Perspectives positives pour 2016

Sur la base des solides résultats du premier trimestre, la direction confirme ses prévisions pour l'année 2016. La croissance du chiffre d'affaires devrait atteindre environ 12 % à 16 % à taux de change constant. La marge d'EBITDA courant devrait progresser d'environ un 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 mercredi 20 avril 2016 pour commenter les résultats aux analystes et investisseurs. Cette conférence aura lieu à 16h00 (heure d'Europe centrale). Pour y participer, il convient de composer l'un des numéros suivants à partir de 15h50 :

Allemagne : +49(0)69 2222 10642

France : +33(0)1 76 77 22 41

Royaume-Uni : +44(0)20 3427 1933

États-Unis : +1646 254 3372

Le code d'accès est le suivant : 4277136

Présentation disponible sur : 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 4 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 884,3 millions d'euros sur l'exercice 2015.

Contact

Petra Kirchhoff

Vice-présidente de la direction communication

+49(0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

Andreas Theisen

Directeur Relations Investisseurs

+49(0)551.308.1668

andreas.theisen@sartorius.com



État du résultat net et des autres éléments du résultat global

	3 mois 2016 en millions €	3 mois 2015 en millions €
Chiffre d'affaires	245,8	204,4
Coût des ventes	- 120,3	- 102,7
Marge brute	125,5	101,8
Frais commerciaux et de distribution	- 45,8	- 39,3
Frais de recherche et développement	- 11,6	- 9,9
Frais généraux	- 13,4	- 10,9
Autres produits et charges opérationnelles	- 3,9	- 0,4
EBIT (Résultat opérationnel)	50,8	41,3
Produits financiers	3,6	2,0
Charges financières	- 2,3	- 15,8
Résultat financier	1,3	- 13,8
Résultat avant impôts	52,2	27,4
Impôts différés : produit (+) charge (-)	1,0	0,9
Impôt sociétés	- 16,2	- 8,9
Résultat net de la période	37,0	19,5
Attribuable à :		
Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	36,4	18,7
Participations ne donnant pas le contrôle	0,6	0,8
Résultat net par action (€)	2,37	1,22
Résultat net dilué par action (€)	2,37	1,22

Autres éléments du résultat global

	3 mois 2016 en millions €	3 mois 2015 en millions €
Résultat net de la période	37,0	19,5
Gains (pertes) nets sur couvertures de change	- 0,6	- 7,9
Impact de l'impôt sur les couvertures de change	0,2	2,4
Investissement dans une entité étrangère	2,8	- 7,4
Impact de l'impôt sur l'investissement dans une entité étrangère	- 0,8	2,2
Écarts de conversion	- 16,2	27,1
Éléments qui seront probablement reclassés ultérieurement en profit perte	- 14,6	16,4
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	0,0
Impacts d'impôt sur les éléments qui ne seront pas reclassés en profit perte	0,0	0,0
Éléments qui ne seront pas reclassés en profit/perte	0,0	0,0
Total des produits et charges comptabilisées directement en capitaux propres	- 14,6	16,4
Résultat global	22,4	35,9
Attribuable à :		
Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	21,9	34,3
Participations ne donnant pas le contrôle	0,5	1,6



Tableau de flux trésorerie

	3 mois 2016 en millions €	3 mois 2015 en millions €
Résultat avant impôts	52,2	27,4
Résultat financier	- 1,3	13,8
EBIT (Résultat opérationnel)	50,8	41,3
Amortissement Dépréciation des immobilisations	10,3	9,0
Augmentation diminution des provisions	1,9	0,4
Impôts décaissés	- 8,1	- 11,7
Autres éléments non financiers	0,0	- 1,6
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	55,0	37,4
Augmentation diminution des créances	- 22,3	- 21,7
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 15,9	- 12,0
Augmentation diminution des dettes	11,1	12,2
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	27,8	15,9
Investissements	- 16,6	- 10,7
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,2	0,2
Autres paiements	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions Et cessions de filiales	- 16,4	- 10,6
Paielements 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	- 16,4	- 10,6
Variation de capital	0,0	0,1
Intérêts reçus	0,0	0,0
Intérêts payés et autres charges financières	- 0,6	- 0,7
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	0,0	0,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement	- 0,6	- 0,6
Remboursements d'emprunts	- 8,3	- 0,6
Souscriptions d'emprunts	0,0	0,0
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	- 8,9	- 1,2
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2,5	4,1
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	0,0	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	34,4	24,9



État de la situation financière

Actif	31 mars 2015 en millions €	31 déc. 2015 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	333,8	337,0
Autres immobilisations incorporelles	138,7	143,3
Immobilisations corporelles	229,0	222,9
Immobilisations financières	1,3	1,3
Actifs d'impôts différés	9,6	10,0
Autres actifs	0,8	0,8
	713,3	715,3
Actifs courants		
Stocks	160,5	147,0
Créances clients	164,7	142,3
Autres actifs financiers	8,8	8,4
Actifs d'impôts exigibles	7,5	9,8
Autres actifs	10,4	11,5
Trésorerie et équivalents	34,4	31,8
	386,3	350,8
Total actif	1.099,6	1.066,1
Passif	31 mars 2015 en millions €	31 déc. 2015 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	663,5	641,4
Capital social	15,4	15,4
Réserves	235,2	235,2
Bénéfices non distribués et autres réserves	412,9	390,8
Participations ne donnant pas le contrôle	6,3	5,8
	669,8	647,2
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	31,8	31,7
Autres provisions	3,3	3,3
Emprunts financiers	11,8	12,6
Passifs financiers de location-financement	17,4	16,9
Autres passifs financiers	51,9	51,5
Passifs d'impôts différés	29,0	30,2
	145,2	146,2
Passifs courants		
Provisions	10,7	8,0
Dettes fournisseurs	109,8	100,6
Emprunts financiers	79,8	87,2
Passifs financiers de location-financement	1,6	1,5
Autres passifs financiers	39,5	41,3
Passifs d'impôts exigibles	25,8	20,0
Autres passifs	17,4	14,1
	284,6	272,7
Total capitaux propres et passif	1.099,6	1.066,1



en millions € sauf indication particulières	3 mois 2016	3 mois 2015
EBIT (Résultat opérationnel)	50,8	41,3
Eléments non-récurrents	3,5	0,4
Amortissement IFRS 3	3,5	2,6
Résultat financier normalisé ¹	- 1,4	- 1,5
Charge d'impôt normalisé ² (Q1 2016: 29% Q1 2015: 29%)	- 16,3	- 12,4
Résultat net courant	40,0	30,4
Participations ne donnant pas le contrôle	- 0,6	- 0,8
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	39,4	29,6
Résultat net courant par action en €	2,57	1,93

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.