



Chiffres du 1^{er} trimestre :

Un bon début d'année 2014 pour Sartorius Stedim Biotech

En millions d'euros sauf autre indication Chiffres non audités	Mars 2014	Mars 2013	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises de commandes	175,3	169,4	3,5	5,4
Chiffre d'affaires	154,0	138,0	11,6	13,6
Europe ¹⁾	78,2	68,7	13,8	13,3
Amérique du Nord ¹⁾	41,7	33,2	25,7	29,7
Asie Pacifique ¹⁾	29,6	28,6	3,7	9,8
Autres marchés ¹⁾	4,5	7,5	-40,6	-40,6
EBITDA courant ²⁾	33,3	28,8	15,8	
Marge d'EBITDA courant en % ²⁾	21,6	20,9	+70bps	
EBITA retraité ²⁾³⁾	27,9	24,0	16,5	
Marge d'EBITA retraité en % ²⁾³⁾	18,1	17,4	+70bps	
Résultat net ²⁾⁴⁾	18,1	15,6	16,1	
Résultat net par action en € ²⁾⁴⁾	1,18	1,01	16,1	

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 28 avril 2014

¹⁾ Selon la localisation des clients ²⁾ Courant (corrigé des éléments non récurrents)

³⁾ Le poste « Amortissement » fait référence aux seuls amortissements constatés sur les actifs incorporels dans le cadre des regroupements d'entreprises, en application de la norme IFRS 3

⁴⁾ Résultat net retraité après participations ne donnant pas de contrôle et hors Amortissement et ajustements pour juste valeur des instruments de couverture

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements pour la mesure de la rentabilité du groupe.

L'indicateur clé « EBITDA courant » correspond à l'EBITDA corrigé des éléments non récurrents.

Poursuite d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires

Au premier trimestre 2014, Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Cette croissance a été en partie stimulée par les récentes acquisitions du groupe. Après un premier trimestre 2013 particulièrement fort, les prises de commandes ont progressé à un rythme plus modéré. D'un point de vue géographique, toutes les principales zones ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord en tête.

Progression de la marge opérationnelle

Sartorius Stedim Biotech a une nouvelle fois enregistré une augmentation plus que proportionnelle de son résultat malgré des effets de change très défavorables. L'EBITDA courant a ainsi progressé de 15,8 % et s'élève à 33,3 millions d'euros ; la marge correspondante a ainsi atteint 21,6 %, principalement du fait de l'effet mix produit. Les éléments non opérationnels ont représenté 0,7 million d'euros. Le résultat net par action a atteint 1,18 euro contre 1,01 euro au premier trimestre 2013.

Principaux indicateurs financiers à un niveau confortable

Avec un ratio de fonds propres de 55,2 %, un ratio d'endettement net / capitaux propres (« gearing ») de 0,3 et un ratio dettes financières nettes / EBITDA retraité de 0,9, l'assise financière du groupe Sartorius Stedim Biotech reste solide et stable. L'endettement net ressort à 128,9 millions d'euros à la fin du premier trimestre.



Confirmation des perspectives pour 2014

S'appuyant sur les résultats de Sartorius Stedim Biotech du premier trimestre, la direction du groupe confirme ses objectifs pour 2014. Le chiffre d'affaires devrait progresser de 11 % à 14 % à taux de change constant, dont environ 6 points de pourcentage de croissance non-organique provenant des récentes acquisitions. Par ailleurs, la direction du groupe projette une hausse de la marge d'EBITDA courant à environ 23,5 % à taux de change constant. De plus, le ratio investissement / chiffre d'affaires devrait atteindre 6 % à 8 %.

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 28 avril 2014 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 10636
France : +33(0)1 76 77 22 35
Royaume-Uni : +44(0)20 3427 1928
États-Unis : +1646 254 3370

Le code d'accès est le suivant : 2162619

Webcast et présentation disponibles sur : www.sartorius.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 3 600 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 588,4 millions d'euros sur l'exercice 2013.

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 mois 2014 Données non auditées en millions €	3 mois 2013 Données non auditées en millions €
Chiffre d'affaires	154,0	138,0
Coût des ventes	- 76,1	- 69,3
Marge brute	77,9	68,7
Frais commerciaux et de distribution	- 35,0	- 31,3
Frais de recherche et développement	- 10,3	- 8,6
Frais généraux	- 9,5	- 7,9
Autres produits et charges opérationnelles	1,4	0,8
Résultat opérationnel (EBIT)	24,5	21,7
Produits financiers	0,1	0,6
Charges financières	- 2,6	- 2,3
Résultat financier	- 2,5	- 1,7
Résultat avant impôts	22,0	20,0
Impôts différés : produit (+) charge (-)	0,7	0,2
Charge d'impôts	- 7,1	- 6,2
Impôts ²⁾	- 6,4	- 6,0
Résultat net de la période	15,6	14,0
Attribuable à :		
Résultat net : Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	15,6	13,7
Résultat net : Participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,3
Résultat net par action (€)	1,01	0,89
Résultat net dilué par action (€)	1,01	0,89



État de la situation financière

Actif	31 mars 2014 Données non auditées en millions €	31 déc. 2013 ¹⁾ Données auditées en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	303,1	303,0
Immobilisations incorporelles	121,3	122,6
Immobilisations corporelles	178,2	175,9
Titres de participation	1,5	1,3
	604,2	602,8
Actifs d'impôts différés	9,5	9,4
Autres actifs financiers	0,6	0,6
	614,3	612,7
Actifs courants		
Stocks	99,4	92,2
Créances clients	108,3	107,6
Autres actifs financiers	9,0	9,6
Actifs d'impôts exigibles	7,6	8,1
Autres actifs	6,3	5,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	55,5	35,6
	286,0	258,5
Total actif	900,3	871,2
Passif		
	31 mars 2014	31 déc. 2013 ¹⁾
	Données non auditées	Données auditées
	en millions €	en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux Actionnaires de SSB	493,5	478,3
Capital social	10,4	10,4
Réserves	278,8	278,8
Bénéfices non distribués et autres réserves	204,3	189,2
Participations ne donnant pas le contrôle	3,5	3,5
	497,0	481,8
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	23,0	22,6
Autres provisions	3,0	3,0
Emprunts et autres passifs financiers	149,4	137,2
Autres passifs financiers	37,9	37,3
Passifs d'impôts différés	33,9	34,9
	247,2	235,0
Passifs courants		
Provisions	4,0	5,0
Dettes fournisseurs	65,7	62,8
Emprunts et autres passifs financiers	35,1	28,4
Autres passifs financiers	31,2	41,1
Passifs d'impôts exigibles	6,0	4,5
Autres passifs	14,0	12,6
	156,1	154,4
Total capitaux propres et passif	900,3	871,2



Tableau de flux trésorerie

	3 mois 2014 en millions €	3 mois 2013 en millions €
Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		
Résultat avant impôts	22,0	20,0
Résultat financier	2,5	1,7
Résultat opérationnel (EBIT)	24,5	21,7
Amortissement Dépréciation des immobilisations	8,1	6,8
Augmentation diminution des provisions	- 0,8	0,2
Impôts décaissés	- 5,1	- 7,8
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	26,8	21,0
Augmentation diminution des créances	- 2,1	- 7,5
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 7,0	- 7,4
Augmentation diminution des dettes	- 3,8	0,9
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	13,9	7,0
Trésorerie liée aux opérations d'investissement		
Investissements	- 11,3	- 6,2
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,1	0,1
Autres paiements	- 0,1	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	- 11,3	- 6,2
Paiements pour acquisitions de filiales consolidées et de nouvelles activités : montant net de la trésorerie acquise	0,0	- 14,9
Produits de cessions de filiales consolidées et d'activité	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 11,3	- 21,1
Trésorerie provenant des opérations de financement		
Variation de capital	0,0	0,0
Intérêts reçus	0,1	0,1
Intérêts payés et autres charges financières	- 1,5	- 0,9
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	- 1,5	- 0,8
Remboursements (-) Souscriptions (+) d'emprunts	18,8	6,9
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	17,4	6,0
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	20,0	- 8,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	35,6	27,8
Incidences nettes des variations de cours des devises	- 0,1	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	55,5	21,1
Flux de trésorerie disponible	2,6	0,9
Flux net de trésorerie	1,2	- 14,8