

Sartorius Stedim Biotech continue sur la voie de la croissance

En millions d'euros sauf autre indication Chiffres non audités	9 mois 2014	9 mois 2013	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises de commandes	509,7	453,1	12,5	13,4
Chiffre d'affaires	494,3	436,6	13,2	14,1
Europe ¹⁾	235,4	212,3	10,9	10,1
Amérique du Nord ¹⁾	146,4	112,9	29,7	32,4
Asie Pacifique ¹⁾	97,1	91,1	6,5	9,5
Autres marchés ¹⁾	15,5	20,3	-23,9	-23,9
EBITDA courant ²⁾³⁾	114,0	99,6	14,4	
Marge d'EBITDA courant en % ²⁾³⁾	23,1	22,8	+30bps	
EBITA retraité ²⁾³⁾	96,6	84,1	14,8	
Marge d'EBITA retraité en % ²⁾³⁾	19,5	19,3	+20bps	
Résultat net ²⁾⁴⁾	63,2	55,2	14,5	
Résultat net par action en € ²⁾⁴⁾	4,12	3,60	14,5	

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 21 octobre 2014

¹⁾ Selon la localisation des clients ²⁾ Courant | retraité (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.

Une croissance dynamique des commandes et du chiffre d'affaires

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2014, Sartorius Stedim Biotech (SSB), l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, a enregistré à nouveau une croissance à deux chiffres des prises de commandes et du chiffre d'affaires. L'activité a été portée par la demande soutenue de produits à usage unique ainsi que l'excellent développement des acquisitions récentes. Toutes les principales zones géographiques ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord en tête.

Une hausse des bénéfices

La hausse des résultats de Sartorius Stedim Biotech perdure, principalement sous l'effet des économies d'échelle. L'EBITDA courant a progressé de 14,4 % à 114,0 millions d'euros et la marge correspondante a atteint 23,1 %. Les éléments non opérationnels ont totalisé 3,1 millions d'euros. Le résultat net retraité par action s'est élevé à 4,12 euros contre 3,60 euros l'année précédente.

Tous les principaux indicateurs financiers à des niveaux confortables

Avec un ratio de fonds propres de 55,8 %, un ratio d'endettement net | capitaux propres (« gearing ») de 0,2 et un ratio d'endettement net | EBITDA courant de 0,8, l'assise financière du groupe Sartorius Stedim Biotech reste très forte et stable. L'endettement net ressort à 119,9 millions d'euros à la fin des neuf premiers mois.



Confirmation des perspectives pour 2014

Sur la base des bons résultats de l'entreprise affichés lors des neuf premiers mois, la direction a confirmé ses objectifs pour l'année 2014. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant devrait atteindre le haut des objectifs de croissance de 11 % à 14 %. Par ailleurs, la direction prévoit une hausse de la marge d'EBITDA courant qui devrait s'établir 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 mardi 21 octobre 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 10641

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

Royaume-Uni : +44(0)20 3427 1923

États-Unis : +1646 254 3373

Le code d'accès est le suivant : 5588258

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. 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 Kirchhoff, 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.kirchhoff@sartorius.com; www.sartorius-stedim.com



Compte de résultat

	3^{ème} trimestre 2014 en millions €	3^{ème} trimestre 2013 en millions €	9 mois 2014 en millions €	9 mois 2013 en millions €
Chiffre d'affaires	170,1	144,0	494,3	436,6
Coût des ventes	- 84,9	- 72,4	- 245,7	- 215,3
Marge brute	85,2	71,7	248,5	221,3
Frais commerciaux et de distribution	- 35,0	- 31,7	- 105,6	- 96,5
Frais de recherche et développement	- 10,0	- 9,7	- 29,6	- 26,7
Frais généraux	- 9,2	- 7,7	- 27,9	- 23,4
Autres produits et charges opérationnelles	- 0,7	0,7	- 0,1	1,0
Résultat opérationnel (EBIT)	30,3	23,3	85,3	75,6
Produits financiers	0,3	- 0,2	0,5	1,0
Charges financières	- 2,5	- 2,0	- 7,7	- 5,8
Résultat financier	- 2,2	- 2,1	- 7,3	- 4,8
Résultat avant impôts	28,1	21,1	78,0	70,8
Impôts différés : produit (+) charge (-)	0,1	1,7	1,6	0,8
Charge d'impôts	- 8,2	- 7,8	- 25,2	- 21,3
Impôts	- 8,1	- 6,1	- 23,6	- 20,5
Résultat net de la période	20,0	15,0	54,4	50,2
Attribuable à :				
Résultat net : Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	19,7	14,8	54,0	49,1
Résultat net : Participations ne donnant pas le contrôle	0,2	0,2	0,4	1,1
Résultat net par action (€)	1,28	0,97	3,52	3,20
Résultat net dilué par action (€)	1,29	0,96	3,52	3,20



État de la situation financière

Actif	30 sept. 2014 en millions €	31 déc. 2013 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	308,0	303,0
Immobilisations incorporelles	120,9	122,6
Immobilisations corporelles	184,0	175,9
Actifs financiers	1,5	1,3
Actifs d'impôts différés	10,4	9,4
Autres actifs	0,6	0,6
	625,3	612,7
Actifs courants		
Stocks	117,3	92,2
Créances clients	120,8	107,6
Autres actifs financiers	6,3	9,6
Actifs d'impôts exigibles	8,7	8,1
Autres actifs	7,2	5,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	44,7	35,6
	305,1	258,5
Total actif	930,4	871,2
Passif	30 sept. 2014 en millions €	31 déc. 2013 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux Actionnaires de SSB	514,4	478,3
Capital social	15,4	10,4
Réserves	235,0	278,8
Bénéfices non distribués et autres réserves	264,0	189,2
Participations ne donnant pas le contrôle	5,2	3,5
	519,6	481,8
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	23,9	22,6
Autres provisions	3,0	3,0
Emprunts et autres passifs financiers	128,0	137,2
Autres passifs financiers	47,0	37,3
Passifs d'impôts différés	32,4	34,9
	234,3	235,0
Passifs courants		
Provisions	4,5	5,0
Dettes fournisseurs	73,8	62,8
Emprunts et autres passifs financiers	36,6	28,4
Autres passifs financiers	41,3	41,1
Passifs d'impôts exigibles	9,0	4,5
Autres passifs	11,3	12,6
	176,5	154,4
Total capitaux propres et passif	930,4	871,2



Tableau de flux trésorerie

	9 mois 2014 en millions €	9 mois 2013 en millions €
Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		
Résultat avant impôts	78,0	70,8
Résultat financier	7,3	4,8
Résultat opérationnel (EBIT)	85,3	75,6
Amortissement Dépréciation des immobilisations	25,6	22,3
Augmentation diminution des provisions	- 0,4	1,8
Impôts décaissés	- 21,4	- 19,9
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	89,1	79,8
Augmentation diminution des créances	- 11,8	- 13,0
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 19,3	- 10,8
Augmentation diminution des dettes	1,0	0,3
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	59,0	56,4
Trésorerie liée aux opérations d'investissement		
Investissements	- 31,0	- 22,1
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,4	0,5
Autres paiements	3,9	- 0,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	- 26,8	- 21,7
Paiements pour acquisitions de filiales consolidées et de nouvelles activités : montant net de la trésorerie acquise	- 4,3	- 14,9
Produits de cessions de filiales consolidées et d'activité	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 31,1	- 36,6
Trésorerie provenant des opérations de financement		
Variation de capital	0,1	0,0
Intérêts reçus	0,4	0,2
Intérêts payés et autres charges financières	- 4,2	- 4,7
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	- 18,4	- 16,9
- aux participations ne donnant pas le contrôle	- 0,4	- 0,3
Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement	- 22,5	- 21,7
Remboursements (-) Souscriptions (+) d'emprunts	- 2,5	- 6,5
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	- 25,1	- 28,1
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2,9	- 8,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	35,6	27,8
Incidences nettes des variations de cours des devises	6,3	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	44,7	20,0