

Chiffres des neuf premiers mois de l'exercice 2017

Sartorius Stedim Biotech : la dynamique de croissance temporairement freinée ; Maintien de perspectives soutenues à moyen terme

En millions d'euros sauf indications particulières	9 mois 2017	9 mois 2016	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	806,5	785,1	2,7	3,3
EMEA ¹	345,9	342,7	1,0	2,0
Les Amériques ¹	272,6	290,2	-6,1	-6,3
Asie Pacifique ¹	187,9	152,2	23,4	23,5
Prises de commandes	853,0	806,6	5,8	6,3
EBITDA courant ²	216,2	214,1	1,0	
Marge d'EBITDA courant ² en %	26,8	27,3		
Résultat net courant ³	132,1	131,3	0,6	
Résultat net courant ³ par action en €	1,43	1,42	0,6	

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 25 octobre 2017

¹ Selon la localisation des clients

² EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des élér

³ Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des élér hors amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Un taux de croissance du chiffre d'affaires influencé par des bases de comparaison élevées et des effets temporaires

Sartorius Stedim Biotech, fournisseur leader de l'industrie biopharmaceutique, a augmenté de 3,3 % son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de 2017 par rapport à une base très élevée sur la même période de l'exercice précédent. Si l'activité a suivi une tendance très dynamique en Asie, la demande s'est ralentie sur le continent Américain et dans certaines parties de l'Europe. Ce constat résulte du déstockage des stocks clients, de l'interruption temporaire des livraisons en provenance du site de l'entreprise à Porto Rico après l'ouragan Maria et de la poursuite des restrictions de capacité de fourniture d'un partenaire dans les milieux de cultures cellulaires en Amérique du Nord. Les acquisitions de kSep et d'Umetrics ont contribué de près d'un point de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires. Portées par une croissance à deux chiffres au T3, les prises de commandes ont progressé de 6,3 % sur la période considérée.

Légère hausse de l'EBITDA courant

Sous l'influence de taux de change défavorables, l'EBITDA courant de SSB a progressé de 1,0 % à 216,2 millions d'euros pour une marge respective atteignant 26,8 % (9M 2016 : 27,3 %). Il aurait globalement été au niveau de l'exercice précédent à taux de change constant. Le résultat net courant par action s'établit à 1,43 euro (9M 2016 : 1,42 euro).

La situation financière reste très solide

Sartorius Stedim Biotech a maintenu la grande solidité de sa situation financière au cours de la période considérée. L'endettement net est ressorti à 149,5 millions d'euros à la fin septembre 2017. Le ratio de fonds propres s'élève à 61,4 % et le ratio d'endettement net / EBITDA courant s'établit à 0,5.

Ajustement des objectifs pour l'exercice 2017 et confirmation des perspectives à moyen terme

La direction présume que les facteurs temporaires décrits ci-dessus influenceront également les résultats financiers pour l'ensemble de l'exercice 2017. Par conséquent, SSB prévoit désormais une

croissance du chiffre d'affaires d'environ 4 % à taux de change constant (objectif précédent : 8 % à 12 %) et, en raison des effets de change défavorables, une marge d'EBITDA courant globalement au niveau de l'exercice précédent, à 27,5 % (objectif précédent : environ + 0,5 point de pourcentage à taux de change constant par rapport à l'exercice 2016). Les dépenses d'investissement devraient se situer dans la partie haute de la fourchette comprise entre 10 % et 13 % du chiffre d'affaires. Considérant que les fondamentaux du marché n'ont pas changé, la Direction confirme ses perspectives positives à moyen terme concernant la croissance du chiffre d'affaires et la rentabilité.

Après prise en compte de l'acquisition d'Umetrics et en dehors de toute autre acquisition potentielle, le ratio d'endettement net / EBITDA courant à la fin 2017 devrait rester légèrement au-dessus du niveau de 0,2 déclaré à la fin 2016.

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

Joachim Kreuzburg, président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une conférence téléphonique mercredi 25 octobre 2017 pour commenter les résultats aux analystes et investisseurs. Cette conférence aura lieu à 15h30 (heure d'Europe centrale). Vous pouvez vous enregistrer à la conférence téléphonique à l'adresse suivante :

<http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=8481620&linkSecurityString=2746420dc>

Sinon, pour y participer, vous pouvez composer le numéro suivant sans vous enregistrer :
+49 (0) 69 566 03 6000

Présentation disponible sur : www.sartorius-stedim.com

Calendrier financier

6 février 2018

Publication des résultats préliminaires pour l'année 2017

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 4 700 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 051,6 millions d'euros sur l'exercice 2016.

Contact

Petra Kirchhoff, vice-présidente de la direction communication du groupe
Tel.: +49(0)551.308.1686 | petra.kirchhoff@sartorius.com



État du résultat net

	3 ^{ème} trimestre 2017 en millions €	3 ^{ème} trimestre 2016 en millions €	9 mois 2017 en millions €	9 mois 2016 en millions €
Chiffre d'affaires	259,7	276,3	806,5	785,1
Coût des ventes	- 125,1	- 135,1	- 395,4	- 387,1
Marge brute	134,6	141,2	411,1	398,0
Frais commerciaux et de distribution	- 45,2	- 46,6	- 143,9	- 139,4
Frais de recherche et développement	- 15,1	- 12,5	- 41,7	- 36,5
Frais généraux	- 14,4	- 15,7	- 45,9	- 42,5
Autres produits et charges opérationnelles	- 8,4	- 3,3	- 12,3	- 6,1
EBIT (Résultat opérationnel)	51,6	63,2	167,3	173,5
Produits financiers	4,6	0,5	6,9	5,5
Charges financières	- 3,4	- 1,3	- 8,2	- 8,4
Résultat financier	1,2	- 0,7	- 1,3	- 2,8
Résultat avant impôts	52,8	62,4	165,9	170,7
Impôt sociétés	- 14,8	- 18,1	- 46,5	- 49,5
Résultat net de la période	38,0	44,3	119,5	121,2
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	37,8	43,6	117,1	119,3
Participations ne donnant pas le contrôle	0,3	0,7	2,3	1,8
Résultat net par action (€)	0,41	0,47	1,27	1,29
Résultat net dilué par action (€)	0,41	0,47	1,27	1,29

Etat des autres éléments du résultat global

	3 ^{ème} trimestre 2017 en millions €	3 ^{ème} trimestre 2016 en millions €	9 mois 2017 en millions €	9 mois 2016 en millions €
Résultat net de la période	38,0	44,3	119,5	121,2
Couvertures des flux de trésorerie	5,1	1,9	24,4	2,9
dont partie efficace de la variation de juste valeur	5,6	1,6	23,1	0,7
dont reclassées en résultat	- 0,5	0,3	1,3	2,2
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	- 1,5	- 0,6	- 7,3	- 0,9
Investissement dans une entité étrangère	0,0	0,3	0,0	1,6
Charge d'impôt sur investissement net dans une entité étrangère	0,0	- 0,1	0,0	- 0,5
Écarts de conversion	- 7,2	- 3,9	- 23,5	- 17,4
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	- 3,6	- 2,3	- 6,5	- 14,2
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	0,0	1,1	- 3,9
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	0,0	0,0	- 0,3	1,0
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0	0,8	- 2,9
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	- 3,6	- 2,4	- 5,6	- 17,1
Résultat global net d'impôt	34,4	42,0	113,8	104,1
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	34,4	41,0	111,9	102,0
Participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,9	1,9	2,1

Tableau de flux de trésorerie

	9 mois 2017 en millions €	9 mois 2016 en millions €
Résultat avant impôts	165,9	170,7
Résultat financier	1,3	2,8
EBIT (Résultat opérationnel)	167,3	173,5
Amortissement Dépréciation des immobilisations	37,2	32,7
Augmentation diminution des provisions	- 0,3	2,6
Impôts décaissés	- 39,6	- 55,4
Autres éléments non financiers	0,3	0,0
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	164,7	153,4
Augmentation diminution des créances	- 25,7	- 45,7
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 19,4	- 29,6
Augmentation diminution des dettes	- 11,0	22,4
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	108,8	100,5
Investissements	- 84,4	- 52,5
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,0	0,3
Autres paiements	0,0	0,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	- 84,4	- 52,1
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	- 68,1	- 23,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 152,5	- 75,1
Variation de capital	0,0	- 0,6
Intérêts reçus	0,2	0,1
Intérêts payés et autres charges financières	- 1,3	- 1,2
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	- 38,7	- 30,7
- aux participations ne donnant pas le contrôle	- 0,7	- 0,8
Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement	- 40,5	- 33,3
Remboursements d'emprunts	- 5,7	- 4,9
Souscriptions d'emprunts	83,5	16,1
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	37,2	- 22,1
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	- 6,5	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	34,8	31,8
Incidences des variations du cours des devises de la période	2,1	- 0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	30,3	35,1

Etat de la situation financière

Actif	30 sept. 2017 en millions €	31 déc. 2016 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	388,1	344,8
Autres immobilisations incorporelles	167,3	144,0
Immobilisations corporelles	311,0	261,5
Immobilisations financières	11,5	2,3
Autres actifs	0,8	0,8
Actifs d'impôts différés	10,6	10,8
	889,2	764,1
Actifs courants		
Stocks	184,0	171,1
Créances clients	190,6	184,0
Autres actifs financiers	29,3	8,5
Actifs d'impôts exigibles	19,7	20,9
Autres actifs	21,7	12,5
Trésorerie et équivalents	30,3	34,8
	475,6	431,7
Total actif	1 364,8	1 195,8
Passif	30 sept. 2017 en millions €	31 déc. 2016 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	831,2	758,0
Capital social	18,4	18,1
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	581,2	508,4
Participations ne donnant pas le contrôle	6,7	5,6
	837,9	763,6
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	33,5	34,2
Autres provisions	3,1	3,1
Emprunts financiers	47,5	9,4
Passifs financiers de location-financement	16,0	16,7
Autres passifs financiers	49,0	55,8
Passifs d'impôts différés	41,8	28,8
	191,0	147,9
Passifs courants		
Provisions	8,2	9,3
Dettes fournisseurs	104,5	107,8
Emprunts financiers	114,6	74,7
Passifs financiers de location-financement	1,7	1,6
Avantages au personnel	36,1	28,6
Autres passifs financiers	17,5	23,2
Passifs d'impôts exigibles	27,3	21,0
Autres passifs	26,1	18,2
	336,0	284,4
Total capitaux propres et passif	1 364,8	1 195,8

Rapprochement

en millions €	9 mois 2017	9 mois 2016
EBIT (Résultat opérationnel)	167,3	173,5
Éléments non récurrents	11,8	7,9
Dépréciation amortissement	37,2	32,7
EBITDA courant	216,2	214,1

en millions €	9 mois 2017	9 mois 2016
EBIT (résult opérationnel)	167,3	173,5
Éléments non-récurrents	11,8	7,9
Amortissement IFRS 3	12,5	10,6
Résultat financier normalisé ¹⁾	- 4,975	- 4,5
Charge d'impôt normalisé (2017 : 28%, 2016 : 29%) ²⁾	- 52,3	- 54,4
Résultat net courant	134,4	133,1
Participations ne donnant pas le contrôle	- 2,3	- 1,8
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	132,0	131,3
Résultat net courant par action en €	1,43	1,42

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