

Un début d'exercice 2019 dynamique pour Sartorius Stedim Biotech

- Chiffre d'affaires en hausse de 19,3% ; prises de commandes en augmentation de 18,7% ; marge bénéficiaire de 28,6 %¹⁾
- Croissance sur l'ensemble des régions et catégories de produits ; dynamisme marqué dans la zone Amériques
- Confirmation des projections pour 2019

Aubagne, 18 avril 2019 – Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, enregistré une solide croissance à deux chiffres en termes de prises de commandes, de résultat et de chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires a bondi de 19,3 % pour atteindre 342,9 millions d'euros (déclaré : +22,0 %) face à des résultats relativement modérés lors du premier trimestre de l'exercice précédent, tandis que les prises de commandes ont enregistré une forte hausse de 18,7 % à 381,3 millions d'euros (déclaré : +21,5 %). L'EBITDA courant¹⁾ a connu une progression supérieure au chiffre d'affaires (32,5 %), à 98,1 millions d'euros. La marge correspondante s'est établie à 28,6 % (1er trimestre 2018 : 26,3 %), croissance dont environ un peu plus que 0,5 point de pourcentage résulte comme prévu des modifications des règles comptables²⁾. Le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle³⁾ du groupe a bondi de 32,9 % pour atteindre 62,6 millions d'euros, soit un résultat net par action de 0,68 euro contre 0,51 euro l'année dernière.

« Nous avons tablé sur un bon début d'année et sommes d'autant plus satisfaits de ces résultats très positifs », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration. « La croissance a été alimentée par une forte demande dans toutes les régions et sur l'ensemble du portefeuille. Compte tenu des chiffres supérieurs des autres trimestres de l'exercice précédent et d'un effet de dilution croissant lié au changement de structure de nos activités de milieux de culture cellulaire, nous prévoyons des taux de croissance normalisés pour le reste de l'année. Nous confirmons donc nos projections pour tout l'exercice 2019. »

D'un point de vue géographique, la région Amériques a connu la plus forte croissance du chiffre d'affaires, en hausse de 26,7 % à 124,8 millions d'euros. La zone Asie|Pacifique a renoué avec une nette croissance de 16,9 %, atteignant 77,5 millions d'euros, tandis que la région EMEA a enregistré un chiffre d'affaires de 140,6 millions d'euros, soit une augmentation de 14,8 %. (Toutes les variations sont à taux de change constant.)

Principaux indicateurs financiers

La situation financière du groupe demeure à un niveau très satisfaisant. Soutenus par les solides résultats enregistrés, les capitaux propres de Sartorius Stedim Biotech sont passés de 1 044,9 millions d'euros fin 2018 à 1 055,7 millions d'euros au 31 mars 2019. Le ratio de capitaux propres a légèrement diminué et atteint 63,6 % (31 décembre 2018 : 66,5 %) principalement en raison des modifications des normes comptables²⁾. Le ratio endettement net / EBITDA courant (0,3) s'est avéré inférieur à celui de l'exercice précédent (0,4). Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires s'est établi à 9,4 % (31 mars 2018 : 9,2 %) ⁴⁾.

Perspectives positives pour 2019

Compte tenu des résultats du premier trimestre 2019, Sartorius Stedim Biotech confirme ses projections pour l'exercice en cours. Le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter de 7 % à 11 %, évolution résultant du contrat de vente modifié avec le groupe Lonza pour les milieux de culture cellulaire. Sans ces changements, la croissance du chiffre d'affaires accuserait probablement une hausse d'environ 3 points de pourcentage.

En matière de rentabilité, la direction anticipe une augmentation de la marge d'EBITDA courant de l'entreprise à hauteur d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière (28,2%). Environ 0,5 point de pourcentage de cette hausse devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis que le reste devrait résulter des modifications des normes comptables IFRS²⁾. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires est estimé à près de 11 %, soit une baisse par rapport à l'exercice précédent (14,6 %) ⁴⁾.

Tous les chiffres prévisionnels sont donnés à taux de change constant. En dépit des contre-mesures déjà prises, une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait avoir un certain impact sur notre chaîne d'approvisionnement. Cependant, il est impossible de se prononcer avec certitude sur ce pronostic à l'heure actuelle.

- 1) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents
- 2) La norme IFRS 16 doit être appliquée dès 2019 et vise le traitement comptable des contrats de location. Ceci se traduit par un bilan légèrement gonflé et donc par un ratio de capitaux propres un peu inférieur. Cela implique en outre l'inscription des paiements de loyers à plus long terme en tant que dépréciations au bilan et entraîne ainsi, entre autres, un EBITDA légèrement supérieur. Cependant, aucun changement matériel n'est engendré en termes de résultat net courant et de résultat net par action du groupe.
- 3) Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés
- 4) Dès 2019, les dépenses d'investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d'investissement retraité : 9,7 % pour le 1er trimestre 2018, 14,6 % pour l'exercice 2018

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.

Suivez Sartorius Stedim Biotech sur [Twitter](#) @Sartorius_Group et sur [LinkedIn](#).

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président-directeur général et président du Conseil d'administration du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence jeudi 18 avril 2019 à 15 h 30 (heure d'été d'Europe centrale) pour commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Vous pouvez vous y inscrire à l'adresse suivante :

<http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6266464&linkSecurityString=2e6e97fe0>

Vous pouvez également y participer sans vous inscrire au préalable en composant le numéro +49 (0) 69 566 03 7000.

La présentation sera disponible sur notre site Web le 18 avril 2019 dès 15 h 15 (heure d'été d'Europe centrale) à l'adresse suivante :

<https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations/presentations>

Images presse

<https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/downloads-publications>

Agenda financier

19 juillet 2019	Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2019)
22 octobre 2019	Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2019)

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux partenaires internationaux de l'industrie biopharmaceutique. Prestataire de solutions intégrées, l'entreprise aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté 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. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 212,2 millions d'euros sur l'exercice 2018 et emploie actuellement environ 5 800 personnes.

Contact

Petra Kirchhoff
Head of Corporate Communications
+49 (0)551.308.1686
petra.kirchhoff@sartorius.com

Ben Orzelek
Head of Investor Relations
+49 (0)551.308.1668
ben.orzelek@sartorius.com

Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2019

En millions d'euros sauf indications particulières Chiffres non audités	1 ^{er} trimestre 2019	1 ^{er} trimestre 2018	Δ en % déclaré	Δ en % cc ¹⁾
Chiffre d'affaires	342,9	281,1	22,0	19,3
EMEA ²⁾	140,6	122,5	14,8	14,8
Les Amériques ²⁾	124,8	93,8	33,0	26,7
Asie Pacifique ²⁾	77,5	64,8	19,6	16,9
Prises de commandes ³⁾	381,3	313,8	21,5	18,7
EBITDA courant ⁴⁾	98,1	74,0	32,5	
Marge d'EBITDA courant ⁴⁾ en %	28,6	26,3		
Résultat net courant ⁵⁾	62,6	47,1	32,9	
Résultat net courant ⁵⁾ par action en €	0,68	0,51	32,9	

¹⁾ cc = à taux de change constant

²⁾ Selon la localisation des clients

³⁾ Toutes commandes de clients traitées conformément à la loi au cours de l'exercice considéré

⁴⁾ EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents

⁵⁾ 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.

Etat du résultat net

	3 mois 2019 en millions €	3 mois 2018 en millions €
Chiffre d'affaires	342,9	281,1
Coût des ventes	-165,6	-133,8
Marge brute	177,4	147,3
Frais commerciaux et de distribution	-57,3	-50,2
Frais de recherche et développement	-17,7	-17,1
Frais généraux	-19,6	-16,3
Autres produits et charges opérationnelles	-2,7	-6,1
EBIT (Résultat opérationnel)	80,1	57,6
Produits financiers	1,9	2,6
Charges financières	-5,6	-4,3
Résultat financier	-3,7	-1,7
Résultat avant impôts	76,4	56,0
Impôt sociétés	-19,9	-14,5
Résultat net de la période	56,5	41,4
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	56,1	40,9
Participations ne donnant pas le contrôle	0,4	0,5
Résultat net par action (€)	0,61	0,44
Résultat net dilué par action (€)	0,61	0,44

Etat des autres éléments du résultat global

	3 mois 2019 en millions €	3 mois 2018 en millions €
Résultat net de la période	56,5	41,4
Couvertures des flux de trésorerie	-3,0	2,5
dont partie efficace de la variation de juste valeur	-4,1	-0,5
dont reclassées en résultat	1,1	3,0
Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie	0,9	-0,7
Écarts de conversion	8,9	-7,1
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	6,8	-5,4
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	6,8	-5,4
Résultat global net d'impôt	63,3	36,0
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	62,9	35,7
Participations ne donnant pas le contrôle	0,4	0,3

Etat de la situation financière

Actif	31 mars 2019 en millions €	31 déc. 2018 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	385,8	384,7
Autres immobilisations incorporelles	178,9	177,5
Immobilisations corporelles	485,9	436,0
Immobilisations financières	5,9	5,6
Autres actifs	0,8	0,6
Actifs d'impôts différés	15,9	14,5
	1.073,2	1.018,9
Actifs courants		
Stocks	269,9	252,0
Créances clients	240,1	220,2
Autres actifs financiers	15,7	22,0
Actifs d'impôts exigibles	8,6	13,0
Autres actifs	27,2	21,3
Trésorerie et équivalents	25,8	24,0
	587,2	552,5
Total actif	1.660,4	1.571,5
Passif	31 mars 2019 en millions €	31 déc. 2018 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	1.046,8	1.036,4
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	796,9	786,4
Participations ne donnant pas le contrôle	8,9	8,5
	1.055,7	1.044,9
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	36,3	35,6
Autres provisions	3,2	2,9
Emprunts financiers	42,8	43,1
Passifs financiers de location-financement	37,5	15,0
Autres passifs financiers	9,1	8,9
Passifs d'impôts différés	38,9	39,1
	167,8	144,6
Passifs courants		
Provisions	11,3	12,3
Dettes fournisseurs	167,1	154,6
Emprunts financiers	49,1	89,8
Passifs financiers de location-financement	9,2	1,7
Avantages au personnel	39,8	39,3
Autres passifs financiers	69,3	14,3
Passifs d'impôts exigibles	42,8	33,1
Autres passifs	48,3	36,9
	436,8	382,0
Total capitaux propres et passif	1.660,4	1.571,5

Tableau de flux de trésorerie

	3 mois 2019 en millions €	3 mois 2018 en millions €
Résultat avant impôts	76,4	56,0
Résultat financier	3,7	1,7
EBIT (Résultat opérationnel)	80,1	57,6
Amortissement Dépréciation des immobilisations	15,6	12,8
Augmentation diminution des provisions	-0,2	-0,9
Impôts décaissés	-6,5	-5,5
Autres éléments non financiers	0,0	0,3
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	88,9	64,3
Augmentation diminution des créances	-19,2	-16,7
Augmentation diminution des stocks et en-cours	-15,3	-18,4
Augmentation diminution des dettes	26,3	9,1
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	80,7	38,3
Investissements	-32,3	-27,4
Autres paiements	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	-32,3	-27,4
Paiements 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	-32,3	-27,4
Variation de capital	0,0	0,0
Intérêts reçus	0,4	0,0
Intérêts payés et autres charges financières	-2,7	-1,9
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	-2,2	-1,9
Remboursements d'emprunts	-44,0	-2,8
Souscriptions d'emprunts	0,0	4,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-46,2	-0,5
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2,2	10,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	24,0	32,6
Incidences des variations du cours des devises de la période	-0,4	-0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	25,8	42,7

Rapprochement

en millions €	3 mois 2019	3 mois 2018
EBIT (résultat opérationnel)	80,1	57,6
Éléments non récurrents	2,6	3,6
Dépreciation amortissement	15,4	12,8
EBITDA courant	98,1	74,0

en millions €	3 mois 2019	3 mois 2018
EBIT (résultat opérationnel)	80,1	57,6
Eléments non-récurrents	2,6	3,6
Amortissement IFRS 3	3,4	4,2
Résultat financier normalisé ¹⁾	-1,0	-1,1
Charge d'impôt normalisé (2019 : 26%, 2018 : 26%) ²⁾	-22,1	-16,7
Résultat net courant	63,0	47,5
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,4	-0,5
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	62,6	47,1
Résultat net courant par action en €	0,68	0,51

¹⁾ Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et impacts de change liés aux emprunts en devises.

²⁾ Charge d'impôt compte tenu du taux d'impôt moyen du groupe, basée sur le résultat courant avant taxes.