

Neuf premiers mois 2019 : Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires

- Chiffre d'affaires de 1 076,7 millions d'euros (+18,1 %) ; prises de commandes de 1 147,1 millions d'euros (+ 18,0 %) ; marge d'EBITDA courant de 29,0 %
- Forte croissance dans toutes les catégories de produits et toutes les régions
- La direction du groupe précise son objectif de chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette de 12 % à 16 %

Aubagne, 21 octobre 2019 — Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, poursuit sa croissance avec une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires, ses prises de commandes et son résultat au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2019.

« Suite à un premier semestre plus positif que prévu, la croissance s'est maintenue au troisième trimestre. Nous profitons de la demande élevée soutenue dans toutes les régions et catégories de produits et, au-delà de cette évolution, nous avons continué à croître plus vite que le marché », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général. « Portés par une dynamique favorable continue des marchés ciblés, nous prévoyons maintenant que la limite supérieure de notre prévision de croissance des ventes d'environ 12 % à 16 % sera atteinte. »

Durant les neuf premiers mois de 2019, le chiffre d'affaires s'est établi à 1 076,7 millions d'euros, soit une augmentation à taux de change constant de 18,1 % (déclaré : +20,2 %). Les prises de commandes¹⁾ ont bondi de 18,0 % (déclaré : +20,0 %) pour atteindre 1 147,1 millions d'euros.

Alimentée notamment par des activités de grands projets fortes, la région Asie|Pacifique a enregistré les taux de croissance les plus élevés : son chiffre d'affaires a progressé de 28,4 % (déclaré : +30,3 %), à 265,5 millions d'euros. La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), qui concentre la plus large part du chiffre d'affaires du groupe, affiche une hausse du chiffre d'affaires de 15,7 % (déclaré : 15,8 %) à 435,9 millions d'euros, contre 375,3 millions d'euros (+14,3 % ; déclaré : +18,8 %) pour les Amériques face à une base de comparaison élevée.

(Sauf mention contraire, toutes les variations de chiffre d'affaires et prises de commandes sont indiquées à taux de change constant.)

L'EBITDA courant¹⁾ a connu une augmentation supérieure au chiffre d'affaires (24,2 %), à 312,3 millions d'euros, grâce à des économies d'échelle et suite aux modifications d'une norme comptable²⁾. La marge correspondante est passée de 28,1 % à 29,0 %, croissance dont environ 0,5 point de pourcentage résulte comme prévu des modifications comptables précédemment évoquées.

Le résultat net courant¹⁾ de la période considérée s'est élevé à 198,1 millions d'euros, soit une hausse de 23,3 % en glissement annuel, entraînant un résultat net courant par action¹⁾ de 2,15 euros contre 1,74 euro pour l'exercice précédent.

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech affiche toujours un bilan et une situation financière très robustes. Les capitaux propres ont été renforcés par un résultat solide, passant de 1 044,9 millions d'euros fin 2018 à 1 176,6 millions d'euros à la date de clôture du bilan. Le ratio de capitaux propres s'est maintenu au niveau satisfaisant de 66,4 % (31 décembre 2018 : 66,5 %), tandis que le ratio endettement net / EBITDA courant a reculé à 0,3 contre 0,4 en fin d'exercice 2018. Comme anticipé, le ratio d'investissement¹⁾ de la période considérée a nettement diminué et s'est établi à 9,1 % contre 13,9 % un an plus tôt.

Des objectifs 2019 précisés dans le haut de la fourchette

Au vu des évolutions favorables de l'activité au cours des neuf premiers mois de 2019 et de la demande élevée soutenue, Sartorius Stedim Biotech a précisé son orientation financière pour l'exercice complet.

En ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires, la direction prévoit maintenant que l'extrémité supérieure de la fourchette prévue de près de 12 % à 16 % sera atteinte. L'augmentation de la marge d'EBITDA courant de l'entreprise reste anticipée 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 d'une modification des normes comptables.¹⁾

Tous les chiffres des prévisions sont indiqués à taux de change constant. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'aggravation des conflits en matière de commerce international pourraient avoir un certain impact sur la chaîne d'approvisionnement de Sartorius Stedim Biotech malgré les dispositions prises pour contrecarrer de telles éventualités. Cependant, il est impossible de se prononcer avec certitude sur ce pronostic à l'heure actuelle.

1) Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et des données du secteur.

- EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents
- Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l'exercice considéré
- Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés
- Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d'actions existantes (92,180,190)
- Ratio d'investissement : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période. Depuis 2019 et suite à la modification de la norme comptable IFRS 16, les dépenses d'investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d'investissement retraité : 14,1 % pour les neuf premiers mois 2019 ; 14,6 % pour l'exercice 2018.

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 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.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

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

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence lundi 21 octobre 2019 à 15 h 30 (heure d'été d'Europe centrale) pour commenter les résultats de la société et discuter l'accord pour acquérir certaines plateformes d'affaires de Danaher Life Sciences avec des analystes et investisseurs. Le numéro à composer par les participants et la présentation seront disponibles sous peu sur le site de Sartorius Stedim Biotech :

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

Images presse

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

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté 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, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent 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. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 212,2 millions d'euros sur l'exercice 2018 et emploie actuellement plus de 6 000 personnes.

Contact

Petra Kirchhoff, responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs
Tél. : +49(0)551.308.1686 ; petra.kirchhoff@sartorius.com

Indicateurs clés de performance des neuf premiers mois de 2019

En millions € sauf indications particulières	9 mois 2019	9 mois 2018	Δ en % déclaré	Δ en % tc ¹⁾
Chiffre d'affaires	1 076,7	896,1	20,2	18,1
EMEA ²⁾	435,9	376,5	15,8	15,7
Amériques ²⁾	375,3	315,8	18,8	14,3
Asie/Pacifique ²⁾	265,5	203,8	30,3	28,4
Prises de commandes	1 147,1	955,6	20,0	18,0
EBITDA ³⁾	312,3	251,4	24,2	
Marge d'EBITDA ³⁾ en %	29,0	28,1		
Résultat net courant ⁴⁾	198,1	160,7	23,3	
Résultat net courant par action ⁴⁾ en €	2,15	1,74	23,3	

1) À taux de change constant

2) Selon la localisation des clients

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

4) Résultat net courant : après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Etat du résultat net

	3ème trimestre 2019 en millions €	3ème trimestre 2018 en millions €	9 mois 2019 en millions €	9 mois 2018 en millions €
Chiffre d'affaires	367,4	310,4	1.076,7	896,1
Coût des ventes	-175,8	-145,5	-519,2	-424,9
Marge brute	191,5	164,9	557,5	471,2
Frais commerciaux et de distribution	-60,9	-57,2	-177,9	-161,5
Frais de recherche et développement	-19,1	-16,1	-55,8	-48,2
Frais généraux	-19,0	-16,3	-57,1	-48,5
Autres produits et charges opérationnelles	-8,8	-2,7	-15,7	-10,8
EBIT (Résultat opérationnel)	83,7	72,5	250,9	202,2
Produits financiers	1,9	2,4	5,9	4,5
Charges financières	-5,7	-7,6	-12,5	-14,9
Résultat financier	-3,8	-5,2	-6,6	-10,4
Résultat avant impôts	79,9	67,3	244,3	191,8
Impôt sociétés	-20,8	-17,5	-63,5	-49,9
Résultat net de la période	59,2	49,8	180,8	141,9
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	58,5	49,4	179,5	140,4
Participations ne donnant pas le contrôle	0,6	0,4	1,4	1,5
Résultat net par action (€)	0,63	0,54	1,95	1,52
Résultat net dilué par action (€)	0,63	0,54	1,95	1,52

Etat des autres éléments du résultat global

	3ème trimestre 2019 en millions €	3ème trimestre 2018 en millions €	9 mois 2019 en millions €	9 mois 2018 en millions €
Résultat net de la période	59,2	49,8	180,8	141,9
Couvertures des flux de trésorerie	-4,8	-2,1	-6,8	-9,0
dont partie efficace de la variation de juste valeur	-3,8	-0,5	-4,3	-1,7
dont reclassées en résultat	-1,0	-1,6	-2,4	-7,3
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	1,4	0,6	2,0	2,7
Écarts de conversion	13,7	2,2	11,7	3,5
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	10,4	0,7	7,0	-2,8
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	0,0	-3,6	0,0
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	0,0	0,0	1,3	0,0
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	0,0	0,0	-2,3	0,0
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	10,4	0,7	4,6	-2,8
Résultat global net d'impôt	69,5	50,5	185,4	139,1
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	68,8	50,0	184,3	137,7
Participations ne donnant pas le contrôle	0,7	0,5	1,2	1,5

Etat de la situation financière

Actif	30 sept. 2019 en millions €	31 déc. 2018 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	383,7	384,7
Autres immobilisations incorporelles	185,8	177,5
Immobilisations corporelles	524,6	436,0
Immobilisations financières	6,1	5,6
Autres actifs	0,9	0,6
Actifs d'impôts différés	18,0	14,5
	1.119,1	1.018,9
Actifs courants		
Stocks	314,4	252,0
Créances clients	255,2	220,2
Autres actifs financiers	10,9	22,0
Actifs d'impôts exigibles	10,9	13,0
Autres actifs	26,3	21,3
Trésorerie et équivalents	35,0	24,0
	652,7	552,5
Total actif	1.771,8	1.571,5
Passif	30 sept. 2019 en millions €	31 déc. 2018 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	1.167,9	1.036,4
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	917,9	786,4
Participations ne donnant pas le contrôle	8,7	8,5
	1.176,6	1.044,9
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	40,0	35,6
Autres provisions	3,2	2,9
Emprunts et dettes financières	40,8	43,1
Passifs de loyers	41,4	15,0
Autres passifs financiers	9,4	8,9
Passifs d'impôts différés	35,7	39,1
	170,4	144,6
Passifs courants		
Provisions	12,8	12,3
Dettes fournisseurs	195,7	154,6
Emprunts et dettes financières	49,0	89,8
Passifs de loyers	10,0	1,7
Avantages au personnel	48,4	39,3
Autres passifs financiers	21,6	14,3
Passifs d'impôts exigibles	53,3	33,1
Autres passifs	34,0	36,9
	424,8	382,0
Total capitaux propres et passif	1.771,8	1.571,5

Tableau de flux de trésorerie

	9 mois 2019 en millions €	9 mois 2018 en millions €
Résultat avant impôts	244,3	191,8
Résultat financier	6,6	10,4
Amortissement Dépréciation des immobilisations	50,2	40,8
Variation des provisions	1,1	-0,6
Variation des actifs courants et autres actifs	-26,7	-31,7
Variation des stocks	-56,1	-53,9
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	49,2	49,3
Impôts décaissés	-45,0	-46,8
Autres éléments non financiers	0,4	1,1
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	223,9	160,6
Investissements	-98,4	-126,6
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	-98,4	-126,6
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	-4,5	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-102,9	-126,6
Intérêts reçus	0,9	0,2
Intérêts payés et autres charges financières	-6,8	-2,7
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-52,5	-42,4
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-0,9	-0,8
Remboursements d'emprunts	-51,6	-3,2
Souscriptions d'emprunts	0,7	38,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-110,4	-10,8
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	10,6	23,2
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	0,5	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	35,0	56,7

Rapprochement

en millions €	9 mois 2019	9 mois 2018
EBIT (résult opérationnel)	250,9	202,2
Éléments non récurrents	11,5	8,5
Dépreciation amortissement	49,8	40,7
EBITDA courant	312,3	251,4

en millions €	9 mois 2019	9 mois 2018
EBIT (résult opérationnel)	250,9	202,2
Eléments non-récurrents	11,5	8,5
Amortissement IFRS 3	10,3	12,5
Résultat financier normalisé ¹⁾	-3,2	-4,0
Charge d'impôt normalisé (2019 : 26%, 2018 : 26%) ²⁾	-70,1	-57,0
Résultat net courant	199,5	162,2
Participations ne donnant pas le contrôle	-1,4	-1,5
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	198,1	160,7
Résultat net courant par action en €	2,15	1,74

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