

Aubagne, le 21 avril 2020

## Bon début d'exercice 2020 pour Sartorius Stedim Biotech

- Chiffre d'affaires en hausse de 22,3 % à taux de change constant ; prises de commandes en augmentation de 39,3 % et hausse de la marge d'EBITDA courant<sup>1</sup> de 1,4 point de pourcentage, à 30,0 %
- Forte demande dans toutes les catégories de produits et zones géographiques, également soutenue par d'importantes commandes d'équipements de la Chine et des constitutions de réserves de la part des clients
- Perspectives pour 2020 revues à la hausse et ajustées pour tenir compte de la conclusion prévu de l'acquisition de parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher et des répercussions du coronavirus

Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, a poursuivi sur sa trajectoire de croissance rentable au premier trimestre 2020 malgré les incertitudes et les défis liés à la pandémie de coronavirus. Le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes, des prises de commandes et de son résultat, réalisant un bénéfice important dans l'ensemble des zones géographiques.

« Nous sommes très satisfaits de ces résultats positifs en ces temps difficiles », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général. « Nous profitons toujours d'une croissance dynamique, et nos sites de production et chaînes d'approvisionnement continuent de fonctionner normalement. Dans les pays où les gouvernements ont imposé des règles de confinement, nous bénéficions d'une dispense puisque notre activité est essentielle pour le secteur de la santé. Pour autant, tous les processus de Sartorius Stedim Biotech sont évidemment affectés par les mesures de sécurité drastiques mises en place sur tous les sites à l'international : la communication avec nos clients, le relais des équipes de production et le travail de bureau converti en télétravail », détaille Joachim Kreuzburg.

Le chiffre d'affaires a bondi de 22,3 % pour atteindre 422,1 millions d'euros (déclaré : +23,1 %) face à des résultats relativement modérés lors du premier trimestre de l'exercice précédent. L'acquisition du spécialiste des milieux de culture cellulaire Biological Industries représente une contribution à la croissance non organique d'environ 1,5 point de pourcentage, conformément aux prévisions. Les prises de commandes ont connu une augmentation encore plus marquée, de 39,3 %, à 534,8 millions d'euros (déclaré : +40,3 %). Cette dynamique supplémentaire s'explique par les commandes d'équipements plus considérables en Chine et par l'impulsion liée à la tendance des clients à se constituer des réserves dans le contexte de la pandémie.

D'un point de vue géographique, la région Amériques a bénéficié d'une forte croissance continue de son chiffre d'affaires, en hausse de 20,3 % à 152,7 millions d'euros. Une fois de plus, la région Asie | Pacifique

enregistre la plus forte croissance de son chiffre d'affaires, 31,6 % pour atteindre 101,7 millions d'euros, grâce à des commandes d'équipements plus importantes, qui ont aussi produit une hausse spectaculaire des prises de commandes au cours du trimestre. La région EMEA (Europe | Moyen-Orient | Afrique) a généré un chiffre d'affaires total de 167,6 millions d'euros, en augmentation de 19,0 %.

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

L'EBITDA<sup>1</sup> courant a connu une hausse supérieure au chiffre d'affaires, passant de 98,1 millions d'euros à 126,7 millions d'euros. La marge correspondante atteint 30,0 % (1<sup>er</sup> trimestre 2019 : 28,6 %). Les économies d'échelle sont le principal facteur d'augmentation de la marge, tandis que les effets de change l'ont légèrement diluée. Le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle<sup>1</sup> du groupe a bondi de 28,4 % pour atteindre 80,3 millions d'euros, soit un résultat net par action<sup>1</sup> de 0,87 euro contre 0,68 euro l'année dernière.

### **Principaux indicateurs financiers**

Le ratio d'investissement<sup>1</sup> de Sartorius Stedim Biotech a diminué puisque plusieurs grands projets ont été achevés. Certains investissements ont en outre été reportés en raison de la pandémie. Le ratio s'établit à 6,0 % contre 9,4 % l'année dernière. Le ratio endettement net / EBITDA courant<sup>1</sup> est de 0,1 (31 déc. 2019 : 0,3). Les capitaux propres ont augmenté de 1 177,6 millions d'euros fin 2019 à 1 245,9 millions d'euros à la date de clôture. Le ratio de capitaux propres se maintient à un niveau très satisfaisant de 65,7 % (31 déc. 2019 : 64,7 %). Le groupe Sartorius Stedim Biotech affiche donc toujours un bilan et une situation financière très robustes.

### **Acquisition prévue d'une sélection de parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher**

Sartorius Stedim Biotech devrait encore recevoir l'approbation finale des autorités de la concurrence et achever l'acquisition prévue de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher au cours des prochaines semaines. « Nous espérons bien pouvoir conclure l'acquisition et commencer l'intégration rapidement », indique Joachim Kreuzburg. « Cette acquisition va sensiblement enrichir notre offre de technologies innovantes, ce qui nous permettra de proposer un accompagnement encore plus complet à nos clients du secteur pharmaceutique dans la production de médicaments biotechnologiques et vaccins. L'intégration ne sera pas de tout repos en raison des multiples restrictions nécessaires tant que dure la pandémie de coronavirus, mais nous y sommes parfaitement préparés. »

### **Perspectives pour 2020 ajustées**

« La pandémie de coronavirus devrait avoir un impact beaucoup moins important sur le secteur de la santé et l'industrie biopharmaceutique que sur la plupart des autres branches. Cependant, nous ne pouvons émettre de prévisions aussi fiables que d'habitude en raison des diverses restrictions qui ont été mises en place dans une majorité de pays et devraient se poursuivre à court terme. Cela concerne aussi bien le développement de nos segments de produits que l'intégration des activités acquises », précise Joachim Kreuzburg.

Sartorius Stedim Biotech a ajusté ses prévisions annuelles 2020 d'après les résultats du premier trimestre et en vue de la conclusion prochaine de l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher. La direction a établi ces prévisions dans l'hypothèse d'une intégration du portefeuille Danaher à partir de mai 2020.

La direction prévoit désormais une augmentation du chiffre d'affaires de 17 % à 21 % en 2020 (contre 11 % à 14 % précédemment). La prévision de contribution de Biological Industries à la croissance non organique est maintenue à 2 points de pourcentage, tandis que la contribution de la part du portefeuille Danaher acquise devrait atteindre environ 3 points de pourcentage. En ce qui concerne la rentabilité, la marge d'EBITDA courant de l'entreprise<sup>1</sup> devrait progresser pour passer à 30,0 % (contre 29,5 % précédemment ; exercice précédent : 29,3 %) en tenant compte de la légère dilution imputable aux activités acquises. Le ratio d'investissement<sup>1</sup> devrait s'établir autour de 8 % (prévision maintenue ; exercice précédent : 9,4 %). La prévision du ratio endettement net / EBITDA courant<sup>1</sup> a été revue à environ 0,5 en fin d'exercice (contre légèrement en dessous de 0,3 précédemment ; 0,3 au 31 déc. 2019).

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant.

### **Assemblée annuelle des actionnaires et proposition de dividende**

Initialement prévue le 24 mars, l'Assemblée annuelle des actionnaires a dû être repoussée à cause de la pandémie de coronavirus. Le Conseil d'administration prévoit d'organiser une assemblée par vidéo avant la fin du deuxième trimestre et envisage de suggérer à l'assemblée une diminution des dividendes pour 2019. « Nous devons nous préparer à traverser une assez longue période de risques et d'incertitudes marqués, mais nous croyons aussi que la situation actuelle peut nous réserver des opportunités supplémentaires de consolider encore notre portefeuille par des technologies innovantes. Nous allons aussi consentir d'importants efforts pour soutenir les personnes et les institutions qui ont été particulièrement frappées par la crise sanitaire ou qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie. Nous tiendrons compte de ces trois points pour ajuster probablement notre proposition de dividende, et ferons part d'informations plus précises après les délibérations finales », explique Joachim Kreuzburg.

- 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 avec d'autres entreprises 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

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.

### **Conférence téléphonique**

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence mardi 21 avril 2020 à 15 h 30 (heure d'été d'Europe centrale) pour commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs.

Pour vous y inscrire, cliquez sur le lien suivant :

<https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5346927&linkSecurityString=603a5d8b1>

Vous pouvez aussi appeler pour participer à la téléconférence sans inscription au numéro :  
+49 (0) 69 566 03 7000

La téléconférence sera retransmise sur notre site Web à la même date, à partir de 15 h 15 :  
<https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations/presentations>

#### Fichiers d'images actuels

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

#### Agenda financier

21 juillet 2020 Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2020)

20 octobre 2020 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2020)

#### À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, 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 employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

#### Contact

Petra Kirchhoff  
Responsable de la communication du groupe  
+49 (0)551 308 1686  
petra.kirchhoff@sartorius.com

Ben Orzelek  
Responsable des relations avec les investisseurs  
+49 (0)551 308 1668  
ben.orzelek@sartorius.com

Suivez Sartorius sur Twitter [@Sartorius\\_Group](https://twitter.com/Sartorius_Group) et sur LinkedIn.

## Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2020

En millions d'euros sauf indications particulières Chiffres non audités	1er trimestre 2020	1er trimestre 2019	Δ en % déclaré	Δ en % cc <sup>1</sup>
Chiffre d'affaires	<b>422,1</b>	342,9	23,1	22,3
EMEA <sup>2</sup>	<b>167,6</b>	140,6	19,2	19,0
Les Amériques <sup>2</sup>	<b>152,7</b>	124,8	22,4	20,3
Asie   Pacifique <sup>2</sup>	<b>101,7</b>	77,5	31,2	31,6
Prises de commandes <sup>3</sup>	<b>534,8</b>	381,3	40,3	39,3
EBITDA courant <sup>4</sup>	<b>126,7</b>	98,1	29,2	
Marge d'EBITDA courant <sup>4</sup> en %	<b>30,0</b>	28,6		
Résultat net courant <sup>5</sup>	<b>80,3</b>	62,6	28,4	
Résultat net courant <sup>5</sup> par action en €	<b>0,87</b>	0,68	28,4	

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 2020 en millions €	3 mois 2019 en millions €
Chiffre d'affaires	422,1	342,9
Coût des ventes	-199,4	-165,6
<b>Marge brute</b>	<b>222,7</b>	<b>177,4</b>
Frais commerciaux et de distribution	-71,1	-57,3
Frais de recherche et développement	-19,9	-17,7
Frais généraux	-22,1	-19,6
Autres produits et charges opérationnelles	-7,4	-2,7
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>102,1</b>	<b>80,1</b>
Produits financiers	5,4	1,9
Charges financières	-5,5	-5,6
<b>Résultat financier</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3,7</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>102,0</b>	<b>76,4</b>
Impôt sociétés	-26,5	-19,9
<b>Résultat net de la période</b>	<b>75,5</b>	<b>56,5</b>
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	75,1	56,1
Participations ne donnant pas le contrôle	0,4	0,4
Résultat net par action (€)	0,81	0,61
Résultat net dilué par action (€)	0,81	0,61

## Etat des autres éléments du résultat global

	3 mois 2020 en millions €	3 mois 2019 en millions €
<b>Résultat net de la période</b>	<b>75,5</b>	<b>56,5</b>
Couvertures des flux de trésorerie	-1,6	-3,0
dont partie efficace de la variation de juste valeur	-1,4	-4,1
dont reclassées en résultat	-0,2	1,1
Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie	0,5	0,9
Écarts de conversion	-5,9	8,9
<b>Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b>	<b>-7,1</b>	<b>6,8</b>
<b>Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>	<b>-7,1</b>	<b>6,8</b>
<b>Résultat global net d'impôt</b>	<b>68,4</b>	<b>63,3</b>
Attribuable à :		
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	68,4	62,9
Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	0,4

## Etat de la situation financière

	31 mars 2020 en millions €	31 déc. 2019 en millions €
<b>Actif</b>		
<b>Actifs non courants</b>		
Goodwill	423,1	426,9
Autres immobilisations incorporelles	182,0	180,1
Immobilisations corporelles	549,6	546,6
Immobilisations financières	14,8	15,1
Autres actifs	0,6	0,6
Actifs d'impôts différés	20,9	17,3
	<b>1.191,1</b>	<b>1.186,6</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	340,5	328,2
Créances clients	202,7	220,8
Autres actifs financiers	48,7	19,6
Actifs d'impôts exigibles	12,6	11,0
Autres actifs	29,9	26,6
Trésorerie et équivalents	69,9	27,6
	<b>704,3</b>	<b>633,8</b>
<b>Total actif</b>	<b>1.895,4</b>	<b>1.820,4</b>
	31 mars 2020 en millions €	31 déc. 2019 en millions €
<b>Passif</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	1.226,8	1.158,8
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	976,9	908,8
Participations ne donnant pas le contrôle	19,1	18,8
	<b>1.245,9</b>	<b>1.177,6</b>
<b>Passifs non-courants</b>		
Obligations au titre des prestations de retraite	44,8	44,1
Autres provisions	3,4	3,3
Emprunts et dettes financières	40,0	40,0
Passifs de loyers	40,8	40,7
Autres passifs financiers	49,5	49,9
Passifs d'impôts différés	<b>37,3</b>	<b>37,4</b>
	<b>215,8</b>	<b>215,4</b>
<b>Passifs courants</b>		
Provisions	10,4	10,6
Dettes fournisseurs	199,1	196,6
Emprunts et dettes financières	25,9	43,5
Passifs de loyers	9,4	11,1
Avantages au personnel	38,2	40,6
Autres passifs financiers	36,5	40,7
Passifs d'impôts exigibles	63,3	49,2
Autres passifs	50,9	35,0
	<b>433,7</b>	<b>427,3</b>
<b>Total capitaux propres et passif</b>	<b>1.895,4</b>	<b>1.820,4</b>



## Tableau de flux de trésorerie

	3 mois 2020 en millions €	3 mois 2019 en millions €
Résultat avant impôts	102,0	76,4
Résultat financier	0,1	3,7
Amortissement   Dépréciation des immobilisations	20,7	15,6
Variation des provisions	0,4	-0,2
Variation des actifs courants et autres actifs	11,9	-19,2
Variation des stocks	-13,2	-15,3
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	10,3	26,3
Impôts décaissés	-17,0	-6,5
Autres éléments non financiers	0,2	0,0
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>	<b>115,4</b>	<b>80,7</b>
Investissements	-25,2	-32,3
Autres paiements	-24,5	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions &amp; cessions de filiales</b>	<b>-49,7</b>	<b>-32,3</b>
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	0,0	0,0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>	<b>-49,7</b>	<b>-32,3</b>
Intérêts reçus	1,2	0,4
Intérêts payés et autres charges financières	-3,1	-2,7
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	0,0	0,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
Remboursements d'emprunts	-21,3	-51,7
Souscriptions d'emprunts	1,0	7,8
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>	<b>-22,2</b>	<b>-46,2</b>
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	43,5	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	27,6	24,0
Incidences des variations du cours des devises de la période	-1,3	-0,4
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>69,9</b>	<b>25,8</b>

## Rapprochement

	3 mois 2020 en millions €	3 mois 2019 en millions €
EBIT (résultat opérationnel)	102,1	80,1
Éléments non récurrents	4,6	2,6
Dépreciation   amortissement	20,0	15,4
<b>EBITDA courant</b>	<b>126,7</b>	<b>98,1</b>

	3 mois 2020 en millions €	3 mois 2019 en millions €
EBIT (résultat opérationnel)	102,1	80,1
Éléments non-récurrents	4,6	2,6
Amortissement   IFRS 3	3,5	3,4
Résultat financier normalisé <sup>1</sup>	-1,2	-1,0
Charge d'impôt normalisé (26%) <sup>2</sup>	-28,4	-22,1
Résultat net courant	80,7	63,0
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,4	-0,4
<b>Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>80,3</b>	<b>62,6</b>
Résultat net courant par action en €	0,87	0,68

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.