

Chiffres des neuf premiers mois de 2018 : Sartorius Stedim Biotech poursuit sa croissance à deux chiffres

- Chiffre d'affaires du Groupe en hausse de 13,8 % ; prises de commandes en progression de 14,5 % ; marge de l'EBITDA courant¹⁾ s'établit à 28,1%
- Croissance dynamique dans toutes les catégories de produits et zones géographiques
- La direction précise ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette pour 2018

Aubagne, 23 octobre 2018 – Avec une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, Sartorius Stedim Biotech (SSB), l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, poursuit sa trajectoire de croissance.

« Notre dynamique s'est fortement accélérée cette année, même si l'on tient compte des comparables modérés, notamment en ce qui concerne le troisième trimestre 2017. Nous avons enregistré une progression dynamique dans toutes les catégories de produits et zones géographiques, ainsi qu'une hausse significative de notre rentabilité. Les conditions sur le marché biopharmaceutique restent saines et la demande, pour nos produits, demeure élevée. Forts de prises de commandes soutenues, nous sommes bien engagés dans la réalisation de nos objectifs ambitieux pour 2018 », déclare Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech.

Développement des activités du Groupe

Au cours des 9 premiers mois de 2018, Sartorius Stedim Biotech a augmenté son chiffre d'affaires à taux de change constant de 13,8 %, à 896,1 millions d'euros (publié +11,4 %). La croissance a été alimentée à la fois par la demande soutenue d'équipements et de produits à usage unique. La quasi-totalité de la hausse du chiffre d'affaires a été réalisée de manière organique tandis que la consolidation de la société Umetrics a apporté une contribution d'environ 0,5 point de pourcentage à la croissance. Les prises de commandes ont également connu une augmentation significative de 14,5 % à taux de change constant, à 955,6 millions d'euros (publié +12,0 %).

En ce qui concerne les zones géographiques, les Amériques ont été un moteur de croissance, avec un gain de 20,3 %, à 315,8 millions d'euros, par rapport à un exercice précédent en demi-teinte (publié +15,9 %). En comparaison avec sa croissance élevée sur la même période de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires dans la zone Asie|Pacifique confirme son évolution positive, avec une hausse de 11,9 % à 203,8 millions d'euros. La région EMEA²⁾ enregistre un gain solide de 9,8 %, à 376,5 millions d'euros (publié +9,4 %). (Variations par zone géographique exprimées à taux de change constant).

Au cours des 9 premiers mois de 2018, l'augmentation de l'EBITDA courant¹⁾ de Sartorius Stedim Biotech est encore plus prononcée que celle de son chiffre d'affaires, avec une hausse de 17,2 % à 251,4 millions d'euros. Portée par des économies d'échelle et un mix produit positif, la marge respective du Groupe s'est considérablement améliorée, de 26,7 % à 28,1 % en glissement annuel. Le résultat net³⁾ du Groupe enregistre une croissance encore plus marquée, en hausse de 22,9 %, passant de 130,8 millions d'euros à 160,7 millions d'euros, ce qui s'est traduit par un résultat net courant par action de 1,74 euro (9M 2017 : 1,42 euro).

Les principaux indicateurs financiers du Groupe sont demeurés à des niveaux très solides. À la fin de la période considérée, le ratio endettement net | EBITDA courant s'établissait à 0,4, tandis que le ratio de capitaux propres s'élevait à 61,6 % (31 déc. 2017 : 0,4 et 62,6 %, respectivement). Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) /chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2018 s'établit à 13,9 %, conformément aux attentes (9M 2017 : 11,3 %). Les activités d'investissement se sont concentrées sur l'extension de notre usine de filtres et poches à usage unique de Porto Rico, l'informatique et les projets de numérisation, ainsi que sur la consolidation et le développement des sites et de la capacité de production à Göttingen (Allemagne).

Des objectifs 2018 confirmés et précisés

Compte tenu de l'évolution positive des activités au cours des 9 premiers mois de 2018, la direction précise ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice : perspective de croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette initialement prévue de 11 % à 14 %, et projection de marge d'EBITDA courant maintenue à 28,0 % environ, en hausse par rapport aux 27,3 % de l'exercice précédent.

Toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. Compte tenu de l'évolution des devises, les résultats publiés à taux de change courant peuvent être différents.

¹⁾ Sartorius utilise l'EBITDA courant (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents) comme principal indicateur de rentabilité

²⁾ EMEA = Europe | Moyen-Orient | Afrique

³⁾ Après intérêts minoritaires, corrigés des éléments non récurrents, hors amortissements et sur la base du résultat financier et du taux d'impôt normalisés

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 du Conseil d'administration et président directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une conférence téléphonique le mardi 23 octobre 2018, à 15 h 00 (HNEC), pour discuter des résultats de la société avec les analystes et investisseurs. Vous pouvez vous enregistrer à la conférence téléphonique à l'adresse suivante :

<http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6785779&linkSecurityString=2c6a4a5c7>

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

Vous pouvez vous enregistrer à la conférence téléphonique à l'adresse suivante :

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

Fichiers image

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

Calendrier financier

29 janvier 2019 Publication des chiffres préliminaires pour 2018

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 accompagne ses clients dans la fabrication sûre, rapide et économiquement maîtrisée de médicaments issus des biotechnologies. 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 enregistre une croissance annuelle à deux chiffres en moyenne et se développe à un rythme régulier en élargissant son portefeuille grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2017, Sartorius Stedim Biotech employait quelque 5 100 personnes. Le chiffre d'affaires 2017 de l'entreprise s'élevait à 1 081,0 millions d'euros.

Contact

Petra Kirchhoff | Head of Corporate Communications and IR

Tél: +49(0)551.308.1686 | petra.kirchhoff@sartorius.com | www.sartorius-stedim.com

Indicateurs de performance clés pour neuf premiers mois de l'exercice 2018

| En millions d'euros sauf indications particulières | 9 mois 2018 | 9 mois ¹⁾ 2017 | Δ en % déclaré | Δ en % cc ²⁾ |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Chiffre d'affaires | 896,1 | 804,7 | +11,4 | +13,8 |
| EMEA ³⁾ | 376,5 | 344,2 | +9,4 | +9,8 |
| Les Amériques ³⁾ | 315,8 | 272,6 | +15,9 | +20,3 |
| Asie Pacifique ³⁾ | 203,8 | 187,9 | +8,4 | +11,9 |
| Prises de commandes | 955,6 | 853,0 | +12,0 | +14,5 |
| EBITDA courant ⁴⁾ | 251,4 | 214,5 | +17,2 | |
| Marge d'EBITDA courant ⁴⁾ en % | 28,1 | 26,7 | +1,4pp | |
| Résultat net courant ⁵⁾ | 160,7 | 130,8 | +22,9 | |
| Résultat net courant ⁵⁾ par action en € | 1,74 | 1,42 | +22,9 | |

¹⁾ Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

²⁾ cc = à taux de change constant

³⁾ Selon la localisation des clients

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

| | 3ème trimestre 2018 en millions € | 3ème trimestre 2017 en millions € ¹⁾ | 9 mois 2018 en millions € | 9 mois 2017 en millions € ¹⁾ |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Chiffre d'affaires | 310,4 | 258,9 | 896,1 | 804,7 |
| Coût des ventes | - 145,5 | - 124,7 | - 424,9 | - 394,5 |
| Marge brute | 164,9 | 134,2 | 471,2 | 410,3 |
| Frais commerciaux et de distribution | - 57,2 | - 45,4 | - 161,5 | - 144,4 |
| Frais de recherche et développement | - 16,1 | - 15,1 | - 48,2 | - 41,7 |
| Frais généraux | - 16,3 | - 14,4 | - 48,5 | - 45,9 |
| Autres produits et charges opérationnelles | - 2,7 | - 8,4 | - 10,8 | - 12,3 |
| EBIT (Résultat opérationnel) | 72,5 | 51,0 | 202,2 | 166,0 |
| Produits financiers | 2,4 | 4,6 | 4,5 | 6,9 |
| Charges financières | - 7,6 | - 3,4 | - 14,9 | - 8,2 |
| Résultat financier | - 5,2 | 1,2 | - 10,4 | - 1,3 |
| Résultat avant impôts | 67,3 | 52,2 | 191,8 | 164,6 |
| Impôt sociétés | - 17,5 | - 14,6 | - 49,9 | - 46,1 |
| Résultat net de la période | 49,8 | 37,6 | 141,9 | 118,5 |
| Attribuable à : | | | | |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech | 49,4 | 37,3 | 140,4 | 116,2 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 2,3 |
| Résultat net par action (€) | 0,54 | 0,40 | 1,52 | 1,26 |
| Résultat net dilué par action (€) | 0,54 | 0,40 | 1,52 | 1,26 |

¹⁾ Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

Etat des autres éléments du résultat global

| | 3ème trimestre 2018 € en millions | 3ème trimestre 2017 € en millions ¹⁾ | 9 mois 2018 en millions € | 9 mois 2017 en millions € ¹⁾ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résultat net de la période | 49,8 | 37,6 | 141,9 | 118,5 |
| Couvertures des flux de trésorerie | -2,1 | 5,1 | -9,0 | 24,4 |
| dont partie efficace de la variation de juste valeur | -0,5 | 5,6 | -1,7 | 23,1 |
| dont reclassées en résultat | -1,6 | -0,5 | -7,3 | 1,3 |
| Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie | 0,6 | -1,5 | 2,7 | -7,3 |
| Écarts de conversion | 2,2 | -7,2 | 3,5 | -23,4 |
| Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net | 0,7 | -3,6 | -2,8 | -6,4 |
| Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Charge d'impôt sur réévaluation du passif net | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Autres éléments du résultat global, net d'impôt | 0,7 | -3,6 | -2,8 | -5,6 |
| Résultat global net d'impôt | 50,5 | 34,0 | 139,1 | 113,0 |
| Attribuable à : | | | | |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech | 50,1 | 33,9 | 137,7 | 111,1 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,9 |

¹⁾ Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

Etat de la situation financière

| Actif | 30 sept. 2018 en millions € | 31 déc. 2017 en millions € |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Actifs non courants | | |
| Goodwill | 384,5 | 386,0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 188,3 | 172,9 |
| Immobilisations corporelles | 401,3 | 331,3 |
| Immobilisations financières | 4,7 | 11,8 |
| Autres actifs | 0,6 | 0,0 |
| Actifs d'impôts différés | 10,3 | 11,0 |
| | 989,7 | 913,1 |
| Actifs courants | | |
| Stocks | 240,0 | 185,6 |
| Créances clients | 233,8 | 211,6 |
| Autres actifs financiers | 20,1 | 20,0 |
| Actifs d'impôts exigibles | 21,6 | 24,5 |
| Autres actifs | 23,4 | 16,6 |
| Trésorerie et équivalents | 56,7 | 32,6 |
| | 595,5 | 490,8 |
| Total actif | 1 585,1 | 1 403,9 |
| Passif | 30 sept. 2018 en millions € | 31 déc. 2017 en millions € |
| Capitaux propres | | |
| Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech | 967,6 | 872,0 |
| Capital social | 18,4 | 18,4 |
| Réserves | 231,5 | 231,5 |
| Bénéfices non distribués et autres réserves | 717,6 | 622,1 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 8,1 | 7,4 |
| | 975,7 | 879,5 |
| Passifs non-courants | | |
| Obligations au titre des prestations de retraite | 36,3 | 35,4 |
| Autres provisions | 3,1 | 3,1 |
| Emprunts financiers | 43,6 | 46,3 |
| Passifs financiers de location-financement | 15,3 | 15,8 |
| Autres passifs financiers | 31,8 | 30,4 |
| Passifs d'impôts différés | 38,7 | 43,0 |
| | 168,9 | 174,0 |
| Passifs courants | | |
| Provisions | 8,5 | 9,6 |
| Dettes fournisseurs | 155,6 | 118,0 |
| Emprunts financiers | 134,0 | 95,9 |
| Passifs financiers de location-financement | 1,7 | 1,7 |
| Avantages au personnel | 47,5 | 31,9 |
| Autres passifs financiers | 30,0 | 35,0 |
| Passifs d'impôts exigibles | 32,6 | 31,8 |
| Autres passifs | 30,7 | 26,7 |
| | 440,6 | 350,4 |
| Total capitaux propres et passif | 1 585,1 | 1 403,9 |

Tableau de flux de trésorerie

| | 9 mois 2018 en millions € | 9 mois 2017 en millions € ¹⁾ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Résultat avant impôts | 191,8 | 164,6 |
| Résultat financier | 10,4 | 1,3 |
| EBIT (Résultat opérationnel) | 202,2 | 166,0 |
| Amortissement Dépréciation des immobilisations | 40,8 | 36,7 |
| Augmentation diminution des provisions | - 0,6 | - 0,3 |
| Impôts décaissés | - 46,8 | - 39,6 |
| Autres éléments non financiers | 1,1 | 0,3 |
| Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle | 196,8 | 163,0 |
| Augmentation diminution des créances | - 31,7 | - 25,7 |
| Augmentation diminution des stocks et en-cours | - 53,9 | - 19,4 |
| Augmentation diminution des dettes | 49,3 | - 9,2 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle | 160,6 | 108,8 |
| Investissements | - 126,6 | - 84,4 |
| Autres paiements | 0,0 | 0,0 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales | - 126,6 | - 84,4 |
| Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise | 0,0 | - 68,1 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | - 126,6 | - 152,5 |
| Variation de capital | 0,0 | 0,0 |
| Intérêts reçus | 0,2 | 0,3 |
| Intérêts payés et autres charges financières | - 2,7 | - 1,3 |
| Dividendes payés : | | |
| - aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA | - 42,4 | - 38,7 |
| - aux participations ne donnant pas le contrôle | - 0,8 | - 0,7 |
| Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement | - 45,8 | - 40,5 |
| Remboursements d'emprunts | - 3,2 | - 5,7 |
| Souscriptions d'emprunts | 38,1 | 83,5 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | - 10,8 | 37,2 |
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 23,2 | - 6,5 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 32,6 | 34,8 |
| Incidences des variations du cours des devises de la période | 1,0 | 2,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 56,7 | 30,3 |

¹⁾ Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

Rapprochement

| en millions € | 9 mois 2018 | 9 mois 2017 ¹⁾ |
|------------------------------|-------------|---------------------------|
| EBIT (résult opérationnel) | 202,2 | 166,0 |
| Éléments non récurrents | 8,5 | 11,9 |
| Dépreciation amortissement | 40,7 | 36,7 |
| EBITDA courant | 251,4 | 214,5 |

| en millions € | 9 mois 2018 | 9 mois 2017 ¹⁾ |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| EBIT (résult opérationnel) | 202,2 | 166,0 |
| Eléments non-récurrents | 8,5 | 11,9 |
| Amortissement IFRS 3 | 12,5 | 12,1 |
| Résultat financier normalisé ²⁾ | - 4,0 | - 5,0 |
| Charge d'impôt normalisé (2018 : 26%, 2017 : 28%) ³⁾ | - 57,0 | - 51,8 |
| Résultat net courant | 162,2 | 133,2 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | - 1,5 | - 2,3 |
| Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle | 160,7 | 130,8 |
| Résultat net courant par action en € | 1,74 | 1,42 |

¹⁾ Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

²⁾ Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et impacts de change liés aux emprunts en devises

³⁾ Charge d'impôt compte tenu du taux d'impôt moyen du groupe, basée sur le résultat courant avant taxes