



**sartorius stedim**  
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech  
Rapport financier semestriel de janvier à juin 2017

2017

## Chiffres clés du premier semestre 2017

| en millions € sauf indications particulières  |              |                  |                |                                |
|---|--------------|------------------|----------------|--------------------------------|
|   | 6 mois 2017  | 6 mois 2016      | Variation en % | Variation en % cc <sup>1</sup> |
| <b>Chiffres d'affaires et prises de commandes</b>                                     |              |                  |                |                                |
| Chiffre d'affaires  | 546,7        | 508,8            | 7,5            | 6,7                            |
| Prises des commandes  | 583,0        | 558,8            | 4,3            | 3,5                            |
| <b>Résultat</b>   |              |                  |                |                                |
| EBITDA courant <sup>2</sup>   | 147,4        | 136,4            | 8,1            |                                |
| Marge d'EBITDA <sup>2</sup> en %  | 27,0         | 26,8             |                |                                |
| Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle <sup>3</sup> | 89,7         | 83,5             | 7,4            |                                |
| <b>Données financières par action</b>   |              |                  |                |                                |
| Résultat net par action <sup>3</sup>  | 0,97         | 0,91             | 7,4            |                                |
|   | 30 juin 2017 | 31 décembre 2016 |                |                                |
| <b>Bilan   Situation financière</b>   |              |                  |                |                                |
| Total du bilan  | 1.341,7      | 1.195,8          |                |                                |
| Capitaux propres  | 803,5        | 763,6            |                |                                |
| Pourcentage de capitaux propres en %  | 59,9         | 63,9             |                |                                |
| Endettement net   | 166,9        | 67,6             |                |                                |
| Ratio endettement net   EBITDA courant <sup>2</sup>                                   | 0,6          | 0,2              |                |                                |

## Chiffres clés du deuxième trimestre 2017<sup>4</sup>

| en millions € sauf indications particulières  |                      |                      |                |                                |
|---|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
|   | 2ième trimestre 2017 | 2ième trimestre 2016 | Variation en % | Variation en % cc <sup>1</sup> |
| <b>Chiffres d'affaires et prises de commandes</b>                                     |                      |                      |                |                                |
| Chiffre d'affaires  | 277,9                | 263,0                | 5,7            | 5,7                            |
| Prises des commandes  | 280,9                | 284,7                | -1,3           | -1,6                           |
| <b>Résultat</b>   |                      |                      |                |                                |
| EBITDA courant <sup>2</sup>   | 75,5                 | 71,8                 | 5,2            |                                |
| Marge d'EBITDA <sup>2</sup> en %  | 27,2                 | 27,3                 |                |                                |
| Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle <sup>3</sup> | 45,7                 | 44,1                 | 3,8            |                                |
| <b>Données financières par action</b>   |                      |                      |                |                                |
| Résultat net par action <sup>3</sup>  | 0,50                 | 0,48                 | 3,7            |                                |

<sup>1</sup> cc = à taux de change constant

<sup>2</sup> EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents

<sup>3</sup> Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas de contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissement et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés.

<sup>4</sup> Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité

# Situation sectorielle

Les clients du groupe Sartorius Stedim Biotech sont principalement issus du secteur de l'industrie biopharmaceutique. L'évolution de ce secteur est donc un tremplin important de la performance des activités du groupe.

## Une avancée continue positive du secteur

D'après les estimations de l'institut international d'étude de marchés « IMS Health », le marché pharmaceutique mondial a connu une croissance annuelle d'environ 6 % en moyenne au cours des cinq dernières années. Les principaux moteurs de croissance ont été la mise à disposition de nouveaux traitements innovants, un meilleur accès aux soins de santé, en partie grâce au développement des systèmes de santé publique, et les facteurs démographiques avec une population mondiale de plus en plus nombreuse et vieillissante.

Depuis de nombreuses années déjà, le marché des médicaments fabriqués à partir de procédés biotechnologiques connaît un développement exponentiel dans le marché pharmaceutique. Cette évolution est principalement attribuable au grand nombre de nouveaux médicaments autorisés et par la conquête d'autres marchés par les produits déjà sur le marché. Globalement, la part de chiffre d'affaires générée par les médicaments fabriqués à partir de procédés biotechnologiques par rapport au marché pharmaceutique total est passée d'environ 20 % en 2012 à 25 % en 2016.

Les biosimilaires, copies biologiques des médicaments originaux, n'ont pour le moment joué qu'un rôle mineur dans la croissance du marché biotechnologique. Pourtant, le marché américain a dernièrement enregistré une avancée significative dans le domaine dont le développement se fait en décalage par rapport aux marchés des biosimilaires en Europe et en Asie. Jusqu'à présent, cinq biosimilaires ont été soumis à l'autorisation de la FDA, l'autorité de santé américaine, depuis la première autorisation de mise sur le marché en 2015 sur la base d'une procédure de validation accélérée.

Sources : IMS Health : Outlook for Global Medicines through 2021, décembre 2016 ; EvaluatePharma : World Preview 2017, Outlook to 2022, juin 2017 ; [www.biologicsblog.com](http://www.biologicsblog.com), 19 mai 2017.

# Evolution des activités du groupe

- Un développement solide à la lumière de la croissance normalisée du marché
- Un portefeuille élargi grâce à l'acquisition d'Umetrics
- Les prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2017 confirmées

## Des performances solides étant donnée la croissance normalisée du marché

Au cours de la période considérée, la dynamique du marché sur lequel intervient le groupe Sartorius Stedim Biotech est revenue à des taux normaux, conformément aux prévisions, après deux années d'une croissance extraordinairement forte au-dessus de la moyenne.

### Chiffres d'affaires et prises de commandes

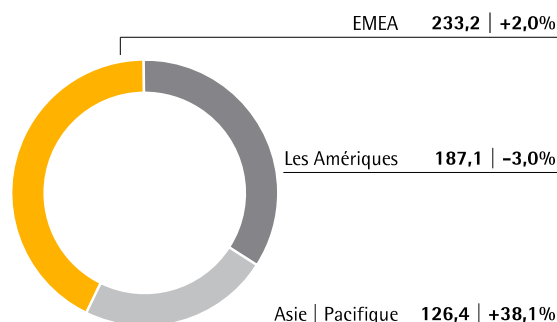
| en millions €        | 6 mois 2017  | 6 mois 2016 | en % | Δ en % cc <sup>1</sup> |
|----------------------|--------------|-------------|------|------------------------|
| Chiffre d'affaires   | <b>546,7</b> | 508,8       | 7,5  | 6,7                    |
| Prises des commandes | <b>583,0</b> | 558,8       | 4,3  | 3,5                    |

<sup>1</sup> cc = A taux de change constant

Sartorius Stedim Biotech a ainsi enregistré une hausse du chiffre d'affaires du premier semestre de 6,7 % à taux de change constant (+7,5 % déclarés) à 546,7 millions d'euros. L'évolution des activités du groupe a été influencée, en particulier dans les Amériques, par une diminution de la demande des clients ainsi que par des capacités de livraison limitées pour les milieux de cultures cellulaires. La consolidation initiale de kSep (acquise en juin 2016) et Umetrics (acquise en avril 2017) a contribué à presque 1 point de pourcentage à l'augmentation des ventes dans la période considéré.

### Chiffre d'affaires et variation<sup>1</sup> par région<sup>2</sup>

en millions € sauf indications particulières



<sup>1</sup> A taux de change constant

<sup>2</sup> Selon la localisation des clients

Les performances du groupe pour le premier semestre sont très différentes selon les zones géographiques. La zone Asie | Pacifique, qui représentait environ 23 % du total des ventes, a enregistré la croissance la plus élevée avec une augmentation du chiffre d'affaires de 38,1 % à 126,4 millions d'euros (+41,4 % déclarés contre 89,3 millions d'euros). Cette forte croissance a été menée par la livraison de certaines commandes d'équipements plus importantes et par un exercice précédent comparativement modéré.

Étant donné les facteurs mentionnés, ci-avant, les Amériques, qui représentaient environ 34 % du chiffre d'affaires, ont enregistré 187,1 millions d'euros de ventes par rapport aux 187,9 millions d'euros lors de l'exercice précédent (-3,0 % ; -0,4 % déclaré).

La zone EMEA, qui représente environ 43 % du total des ventes, a enregistré une croissance de 2,0 % à 233,2 millions d'euros par rapport au niveau de chiffre d'affaires sur le premier semestre 2016 (+0,7 % déclaré contre 231,5 millions d'euros).

Toutes les variations par zone géographique sont à taux de change constant, sauf mention contraire.

Les prises de commandes de l'exercice considéré ont augmenté de 3,5 % à taux de change constant par rapport à une base très solide de l'exercice précédent, qui a bénéficié de commandes d'équipements plus importantes.

## Un portefeuille de produits élargi grâce à l'acquisition

En avril 2017, Sartorius Stedim Biotech a ajouté une autre technologie innovante et complémentaire à son portefeuille global de solutions et d'équipements à usage unique grâce à l'acquisition d'Umetrics. La société, leader sur le marché et spécialiste des logiciels d'analyse de données pour la modélisation et l'optimisation des processus de développement et de production biopharmaceutique, coopère avec Sartorius Stedim Biotech depuis cinq ans environ. Pour l'ensemble de l'exercice 2017, Umetrics prévoit de générer un chiffre d'affaires d'environ 15 millions USD, dont environ trois-quarts seront consolidés par Sartorius Stedim Biotech lors de cet exercice.

## Une rentabilité renforcée

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA, résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Pour donner une présentation complète et transparente de la rentabilité du groupe, nous présentons un résultat corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant).

Au premier semestre 2017, l'EBITDA courant de Sartorius Stedim Biotech a augmenté de 8,1 %, passant de 136,4 millions d'euros à 147,4 millions d'euros. Par suite d'effets d'échelle, la marge des résultats du groupe a progressé de 26,8 % à 27,0 %.

### Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

| en millions €                | 6 mois 2017 | 6 mois 2016 | Δ en % |
|------------------------------|-------------|-------------|--------|
| EBIT (Résultat opérationnel) | 115,6       | 110,3       | 4,8    |
| Éléments non récurrents      | 6,9         | 4,8         | 44,0   |
| Dépréciation   amortissement | 24,8        | 21,2        | 16,9   |
| EBITDA courant               | 147,4       | 136,4       | 8,1    |

Les éléments non récurrents pour la période considéré ont totalisé -6,9 millions d'euros (premier semestre 2016 -4,8 millions d'euros) et ont été associés à divers projets d'entreprise. L'EBIT consolidé, après prise en compte des éléments non-récurrents, dépréciations et amortissements, est passé de 110,3 millions d'euros à 115,6 millions d'euros ; la marge de l'EBIT a atteint 21,2 % contre 21,7 % pour l'exercice précédent.

Le résultat financier du groupe Sartorius Stedim Biotech est de -2,6 millions d'euros au premier semestre 2017,

contre -2,1 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Cette variation était attribuable principalement à des intérêts débiteurs plus élevés suite à la récente acquisition.

Dans l'exercice considéré, le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a augmenté de 4,8 %, et est passé de 75,7 millions d'euros à 79,4 millions d'euros.

## Résultat net courant en progression de 7,4 %

Le résultat net courant attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle a augmenté de 7,4 %, et est passé de 83,5 million d'euros à 89,7 millions d'euros. Ce résultat est calculé après retraitement des éléments non-récurrents, hors effet amortissement et ajustements de valeur des instruments de couverture, et se base sur le résultat financier normalisé et taux d'impôts correspondants pour chacun de ces éléments. Le résultat net courant par action correspondant ressort à 0,97 euro, contre 0,91 euro.

| en millions €   | 6 mois 2017 | 6 mois 2016 |
|---|-------------|-------------|
| EBIT (résult opérationnel)  | 115,6       | 110,3       |
| Éléments non-récurrents   | 6,9         | 4,8         |
| Amortissement   IFRS 3  | 8,1         | 7,0         |
| Résultat financier normalisé <sup>1)</sup>                                  | -3,3        | -2,9        |
| Charge d'impôt normalisé (2017 : 28%, 2016 : 29%) <sup>2)</sup>             | -35,7       | -34,6       |
| <b>Résultat net courant</b>   | <b>91,7</b> | <b>84,6</b> |
| Participations ne donnant pas le contrôle                                   | -2,1        | -1,1        |
| <b>Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle</b> | <b>89,7</b> | <b>83,5</b> |
| Résultat net courant par action en €  | 0,97        | 0,91        |

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

<sup>2)</sup> Charges courantes d'impôt basées sur le résultat courant avant taxes et dépréciation des éléments non monétaires

## Un flux de trésorerie solide

Au premier semestre 2017, le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré un flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle de 56,0 millions d'euros, contre 43,3 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Cette

croissance est principalement due à une augmentation des résultats et une diminution des versements effectués par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation du fonds de roulement net est largement due à une augmentation des ventes.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement est de -49,0 millions d'euros, en progression par rapport à l'exercice précédent de -32,1 millions d'euros, conformément aux attentes. Cette augmentation reflète principalement les investissements liés à l'expansion de notre usine de Yauco pour les filtres et les poches à usage unique, ainsi que les capacités de moulage de membrane supplémentaires sur le site de Goettingen. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a ainsi financé ses investissements opérationnels en totalité à partir de flux de trésorerie opérationnelle. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires s'élève sur le 1<sup>er</sup> semestre 2017 à 10,8 % (2016 : 6,6 %).

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et d'acquisitions est de -117,1 millions d'euros, contre -32,1 millions d'euros pour l'exercice précédent, en raison de l'acquisition d'Umetrics en avril 2017.

#### La situation financière reste très solide

Au 30 juin 2017, le bilan total du groupe Sartorius Stedim Biotech s'établit à 1 341,7 millions d'euros, contre 1 195,8 millions d'euros au 31 décembre 2016. Cette augmentation est principalement due à l'acquisition d'Umetrics et aux investissements dans nos capacités de production.

Les fonds propres ont augmenté de 763,6 millions d'euros à 803,5 millions d'euros entre le 31 décembre 2016 et la date de clôture. À 59,9 %, le ratio de capitaux propres s'est maintenu à un niveau confortable (63,9 % au 31 décembre 2016).

Au 30 juin 2017, l'endettement brut a augmenté, de 102,3 millions d'euros au 31 décembre 2016 à 199,9 millions d'euros, essentiellement en raison de l'acquisition mentionnée précédemment. L'endettement net s'est élevé à 166,9 millions d'euros, contre 67,6 millions d'euros au 31 décembre 2016.

Le ratio endettement net | EBITDA courant des 12 derniers mois est de 0,6, contre 0,2 lors de l'exercice 2016.

#### Personnel renforcé

Au 30 juin 2017, le groupe Sartorius Stedim Biotech emploie un total de 4 975 personnes dans le monde. Par rapport au 31 décembre 2016, l'effectif a augmenté de 250 salariés, soit environ 5 %. Cela inclut 34 personnes issues de l'acquisition d'Umetrics. D'un point de vue géographique, la hausse la plus importante est attribuée à la zone des Amériques, où le groupe a augmenté ses effectifs de environ 7 %.

## Opportunités et risques

Les opportunités et risques du groupe Sartorius Stedim Biotech n'ont pas connu de changement significatif depuis la publication de son Document de Référence 2016. Nous vous invitons donc à consulter la description détaillée des opportunités et risques et du système de gestion des risques du groupe Sartorius Stedim Biotech, en pages 53 et suivantes du Document de Référence 2016.

# Perspectives de développement

## Un environnement sectoriel toujours positif

Les tendances décrites aux pages 62 et 63 de notre Document de Référence 2016 restent inchangées par rapport à leurs effets sur le développement du groupe Sartorius Stedim Biotech.

Les dernières estimations projettent une croissance du marché pharmaceutique mondial à un taux de croissance annuel composé de 4 % à 7 % au cours de la période 2016/2021. Pour le sous-segment biopharmaceutique, les observateurs du marché continuent de prévoir une croissance annuelle supérieure à la moyenne d'environ 9 % en moyenne. Elle sera conduite en grande partie par la pénétration croissante des produits biopharmaceutiques déjà approuvés et par une extension de leurs prescriptions, ainsi que par un puissant pipeline de recherche et développement.

Sources : IMS Health : Outlook for Global Medicines through 2021, décembre 2016 ; mai 2017; EvaluatePharma : World Preview 2017, Outlook to 2022, juin 2017

## Confirmation des objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2017

La direction du groupe Sartorius Stedim Biotech confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2017.

Il est prévu une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 8 % à 12 % à taux de change constant, dont environ 1 point de croissance provenant des acquisitions de kSep et Umetrics. Concernant les capacités de livraison pour les milieux de cultures cellulaires, la société suppose que la situation d'approvisionnement sera normalisée au cours du troisième trimestre 2017.

Une progression de la marge d'EBITDA courant d'environ 0,5 point de pourcentage à taux de change constant par rapport à un niveau de 27,5 % pour l'exercice précédent reste prévue.

Sartorius Stedim Biotech continue à prévoir un investissement d'environ 10 % à 13 % des ventes pour l'exercice en cours, principalement dans l'expansion des capacités de production.

Concernant sa situation financière, le groupe prévoit que le ratio endettement net | EBITDA courant à fin 2017, y compris l'acquisition d'Umetrics, sera légèrement

supérieur au niveau de 0,2 déclaré pour l'exercice 2016. Toute autre acquisition potentielle n'est pas prise en compte dans cette confirmation.

## Événement postérieur à la clôture

Pas d'autres événements significatifs au cours du 1er semestre 2017.

## Etat du résultat net | Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global

|   | 2 <sup>ème</sup> trimestre<br>2017<br>en millions € <sup>1</sup> | 2 <sup>ème</sup> trimestre<br>2016<br>en millions € <sup>1</sup> | 6 mois<br>2017<br>en millions € | 6 mois<br>2016<br>en millions € |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Chiffre d'affaires                                  | 277,9  | 263,0  | 546,7                           | 508,8                           |
| Coût des ventes                                     | - 138,8  | - 131,7  | - 270,3                         | - 252,0                         |
| <b>Marge brute</b>                                  | <b>139,2</b>   | <b>131,3</b>   | <b>276,4</b>                    | <b>256,8</b>                    |
| Frais commerciaux et de distribution                | - 49,6   | - 47,1   | - 98,7                          | - 92,8                          |
| Frais de recherche et développement                 | - 13,6   | - 12,5   | - 26,5                          | - 24,1                          |
| Frais généraux                                      | - 15,5   | - 13,4   | - 31,6                          | - 26,8                          |
| Autres produits et charges opérationnelles          | - 2,6  | 1,1  | - 4,0                           | - 2,8                           |
| <b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>                 | <b>57,9</b>  | <b>59,5</b>  | <b>115,6</b>                    | <b>110,3</b>                    |
| Produits financiers                                 | 1,4  | 1,4  | 2,3                             | 5,0                             |
| Charges financières                                 | - 2,7  | - 4,8  | - 4,8                           | - 7,1                           |
| <b>Résultat financier</b>                           | <b>- 1,3</b>   | <b>- 3,4</b>   | <b>- 2,6</b>                    | <b>- 2,1</b>                    |
| <b>Résultat avant impôts</b>                        | <b>56,6</b>  | <b>56,1</b>  | <b>113,1</b>                    | <b>108,2</b>                    |
| Impôt sociétés                                      | - 15,8   | - 16,3   | - 31,7                          | - 31,4                          |
| <b>Résultat net de la période</b>                   | <b>40,7</b>  | <b>39,8</b>  | <b>81,4</b>                     | <b>76,9</b>                     |
| Attribuable à :                                     |  |  |                                 |                                 |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech | 39,6   | 39,3   | 79,4                            | 75,7                            |
| Participations ne donnant pas le contrôle           | 1,1  | 0,5  | 2,1                             | 1,1                             |
| Résultat net par action (€)                         | 0,43   | 0,43   | 0,86                            | 0,82                            |
| Résultat net dilué par action (€)                   | 0,43   | 0,43   | 0,86                            | 0,82                            |

<sup>1)</sup> Données non auditées ni revues par les Commissaires aux comptes



## Etat du résultat net | Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global

|  | 2 <sup>ème</sup> trimestre<br>2017<br>en millions € <sup>1</sup> | 2 <sup>ème</sup> trimestre<br>2016<br>en millions € <sup>1</sup> | 6 mois<br>2017<br>en millions € | 6 mois<br>2016<br>en millions € |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Résultat net de la période   | 40,7   | 39,8   | 81,4                            | 76,9                            |
| Couvertures des flux de trésorerie   | 14,8   | 1,6  | 19,3                            | 1,0                             |
| dont partie efficace de la variation de juste valeur                         | 14,1   | 1,1  | 17,5                            | - 0,9                           |
| dont reclassées en résultat  | 0,7  | 0,4  | 1,7                             | 1,9                             |
| Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie                        | - 4,4  | - 0,5  | - 5,8                           | - 0,3                           |
| Investissement dans une entité étrangère                                     | 0,0  | - 1,6  | 0,0                             | 1,3                             |
| Charge d'impôt sur investissement net dans une entité étrangère              | 0,0  | 0,5  | 0,0                             | - 0,4                           |
| Écarts de conversion   | - 17,0   | 2,7  | - 16,3                          | - 13,5                          |
| <b>Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b> | <b>- 6,6</b>   | <b>2,7</b>   | <b>- 2,8</b>                    | <b>- 11,9</b>                   |
| Gains   (pertes) actuariels sur provisions pour retraite                     | 1,1  | - 3,8  | 1,1                             | - 3,8                           |
| Charge d'impôt sur réévaluation du passif net                                | - 0,3  | 1,0  | - 0,3                           | 1,0                             |
| <b>Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net</b>   | <b>0,8</b>   | <b>- 2,8</b>   | <b>0,8</b>                      | <b>- 2,8</b>                    |
| <b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>                       | <b>- 5,8</b>   | <b>- 0,1</b>   | <b>- 2,0</b>                    | <b>- 14,7</b>                   |
| <b>Résultat global net d'impôt</b>   | <b>34,9</b>  | <b>39,7</b>  | <b>79,4</b>                     | <b>62,1</b>                     |
| Attribuable à :  |  |  |                                 |                                 |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech                          | 34,4   | 39,1   | 77,6                            | 61,0                            |
| Participations ne donnant pas le contrôle                                    | 0,5  | 0,6  | 1,8                             | 1,1                             |

<sup>1)</sup> Données non auditées ni revues par les Commissaires aux comptes

## Etat de la situation financière

| Actif   | 30 juin 2017<br>en millions €         | 31 déc. 2016<br>en millions €         |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Actifs non courants</b>                                      |                                       |                                       |
| Goodwill  | 388,9                                 | 344,8                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                            | 169,4                                 | 144,0                                 |
| Immobilisations corporelles                                     | 292,7                                 | 261,5                                 |
| Immobilisations financières                                     | 9,4                                   | 2,3                                   |
| Autres actifs   | 0,8                                   | 0,8                                   |
| Actifs d'impôts différés  | 10,6                                  | 10,8                                  |
|   | <b>871,8</b>                          | <b>764,1</b>                          |
| <b>Actifs courants</b>  |                                       |                                       |
| Stocks  | 179,8                                 | 171,1                                 |
| Créances clients  | 203,1                                 | 184,0                                 |
| Autres actifs financiers  | 17,2                                  | 8,5                                   |
| Actifs d'impôts exigibles                                       | 14,8                                  | 20,9                                  |
| Autres actifs   | 21,9                                  | 12,5                                  |
| Trésorerie et équivalents                                       | 33,0                                  | 34,8                                  |
|   | <b>469,8</b>                          | <b>431,7</b>                          |
| <b>Total actif</b>  | <b>1 341,7</b>                        | <b>1 195,8</b>                        |
| <b>Passif</b>   | <b>30 juin 2017<br/>en millions €</b> | <b>31 déc. 2016<br/>en millions €</b> |
| <b>Capitaux propres</b>   |                                       |                                       |
| Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech | 796,8                                 | 758,0                                 |
| Capital social  | 18,1                                  | 18,1                                  |
| Réserves  | 231,5                                 | 231,5                                 |
| Bénéfices non distribués et autres réserves                     | 547,2                                 | 508,4                                 |
| Participations ne donnant pas le contrôle                       | 6,7                                   | 5,6                                   |
|   | <b>803,5</b>                          | <b>763,6</b>                          |
| <b>Passifs non-courants</b>                                     |                                       |                                       |
| Obligations au titre des prestations de retraite                | 33,5                                  | 34,2                                  |
| Autres provisions   | 3,1                                   | 3,1                                   |
| Emprunts financiers   | 7,8                                   | 9,4                                   |
| Passifs financiers de location-financement                      | 16,2                                  | 16,7                                  |
| Autres passifs financiers                                       | 51,8                                  | 55,8                                  |
| Passifs d'impôts différés                                       | 40,5                                  | 28,8                                  |
|   | <b>153,0</b>                          | <b>147,9</b>                          |
| <b>Passifs courants</b>   |                                       |                                       |
| Provisions  | 8,7                                   | 9,3                                   |
| Dettes fournisseurs   | 110,7                                 | 107,8                                 |
| Emprunts financiers   | 174,2                                 | 74,7                                  |
| Passifs financiers de location-financement                      | 1,6                                   | 1,6                                   |
| Avantages au personnel  | 30,4                                  | 28,6                                  |
| Autres passifs financiers                                       | 15,4                                  | 23,2                                  |
| Passifs d'impôts exigibles                                      | 20,3                                  | 21,0                                  |
| Autres passifs  | 23,8                                  | 18,2                                  |
|   | <b>385,2</b>                          | <b>284,4</b>                          |
| <b>Total capitaux propres et passif</b>                         | <b>1 341,7</b>                        | <b>1 195,8</b>                        |

## Tableau de flux de trésorerie

|  | 6 mois<br>2017<br>en millions € | 6 mois<br>2016<br>en millions € |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Résultat avant impôts  | 113,1                           | 108,2                           |
| <b>Résultat financier</b>  | <b>2,6</b>                      | <b>2,1</b>                      |
| <b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>  | <b>115,6</b>                    | <b>110,3</b>                    |
| Amortissement   Dépréciation des immobilisations   | 24,8                            | 21,2                            |
| Augmentation   diminution des provisions   | 0,0                             | 1,6                             |
| Impôts décaissés   | - 26,7                          | - 31,7                          |
| Autres éléments non financiers   | 0,2                             | 0,0                             |
| <b>Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>  | <b>114,0</b>                    | <b>101,4</b>                    |
| Augmentation   diminution des créances   | - 29,2                          | - 46,9                          |
| Augmentation   diminution des stocks et en-cours   | - 13,1                          | - 25,2                          |
| Augmentation   diminution des dettes   | - 15,7                          | 14,0                            |
| <b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>   | <b>56,0</b>                     | <b>43,3</b>                     |
| Investissements  | - 49,0                          | - 32,3                          |
| Produits provenant de la cession d'immobilisations   | 0,0                             | 0,2                             |
| Autres paiements   | 0,0                             | 0,0                             |
| <b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions Et cessions de filiales</b>                  | <b>- 49,0</b>                   | <b>- 32,1</b>                   |
| Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise | - 68,1                          | 0,0                             |
| <b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>  | <b>- 117,1</b>                  | <b>- 32,1</b>                   |
| Variation de capital   | 0,0                             | 0,0                             |
| Intérêts reçus   | 0,2                             | 0,1                             |
| Intérêts payés et autres charges financières   | - 0,8                           | - 1,1                           |
| Dividendes payés :   | 0,0                             | 0,0                             |
| - aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA  | - 38,7                          | - 30,7                          |
| - aux participations ne donnant pas le contrôle  | - 0,7                           | - 0,8                           |
| <b>Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement</b>   | <b>- 40,1</b>                   | <b>- 32,5</b>                   |
| Remboursements d'emprunts  | - 8,1                           | - 1,6                           |
| Souscriptions d'emprunts   | 106,0                           | 30,0                            |
| Variation des participations ne donnant pas le contrôle  | 0,0                             | 0,0                             |
| <b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>  | <b>57,7</b>                     | <b>- 4,1</b>                    |
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  | - 3,3                           | 7,1                             |
| 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   | 1,6                             | - 0,4                           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>  | <b>33,0</b>                     | <b>38,6</b>                     |

## Etat de variation des capitaux propres

| En millions €  | Capital social | Réserves     | Réserves sur opérations de couverture | Réserves pour retraites | Réserves non distribuées | Réserves de conversion | Capitaux propres part du groupe | Participations ne donnant pas le contrôle | Total capitaux propres |
|--|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>Solde au 1<sup>er</sup> janv. 2016</b>                | <b>15,4</b>    | <b>235,2</b> | <b>- 3,3</b>                          | <b>- 9,5</b>            | <b>367,9</b>             | <b>35,7</b>            | <b>641,4</b>                    | <b>5,8</b>                                | <b>647,2</b>           |
| Résultat net de la période                               | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 75,7                     | 0,0                    | 75,7                            | 1,1                                       | 76,9                   |
| Couvertures des flux de trésorerie                       | 0,0            | 0,0          | 1,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 1,0                             | 0,0                                       | 1,0                    |
| Gains   (pertes) actuariels sur provisions pour retraite | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | - 3,8                   | 0,0                      | 0,0                    | - 3,8                           | 0,0                                       | - 3,8                  |
| Écarts de conversion                                     | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | - 13,5                 | - 13,5                          | 0,0                                       | - 13,5                 |
| Investissement dans une entité étrangère                 | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 1,3                      | 0,0                    | 1,3                             | 0,0                                       | 1,3                    |
| Impôts différés  | 0,0            | 0,0          | - 0,3                                 | 1,0                     | - 0,4                    | 0,0                    | 0,3                             | 0,0                                       | 0,3                    |
| <b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,7</b>                            | <b>- 2,8</b>            | <b>0,9</b>               | <b>- 13,5</b>          | <b>- 14,7</b>                   | <b>0,0</b>                                | <b>- 14,7</b>          |
| <b>Résultat global net d'impôt</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,7</b>                            | <b>- 2,8</b>            | <b>76,6</b>              | <b>- 13,5</b>          | <b>61,0</b>                     | <b>1,1</b>                                | <b>62,1</b>            |
| Stock options  | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                             | 0,0                                       | 0,0                    |
| Dividendes   | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | - 30,7                   | 0,0                    | - 30,7                          | - 0,8                                     | - 31,5                 |
| Augmentation de capital                                  | 2,9            | - 3,7        | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | - 0,8                           | 0,0                                       | - 0,8                  |
| Autres variations  | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,1                      | 0,0                    | 0,1                             | 0,0                                       | 0,1                    |
| <b>Solde au 30 juin 2016</b>                             | <b>18,3</b>    | <b>231,5</b> | <b>- 2,6</b>                          | <b>- 12,4</b>           | <b>413,9</b>             | <b>22,3</b>            | <b>671,0</b>                    | <b>6,1</b>                                | <b>677,2</b>           |
| <b>Solde au 1<sup>er</sup> janv. 2017</b>                | <b>18,1</b>    | <b>231,5</b> | <b>- 7,0</b>                          | <b>- 11,0</b>           | <b>490,3</b>             | <b>36,1</b>            | <b>758,0</b>                    | <b>5,6</b>                                | <b>763,6</b>           |
| Résultat net de la période                               | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 79,4                     | 0,0                    | 79,4                            | 2,1                                       | 81,4                   |
| Couvertures des flux de trésorerie                       | 0,0            | 0,0          | 19,3                                  | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 19,3                            | 0,0                                       | 19,3                   |
| Gains   (pertes) actuariels sur provisions pour retraite | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 1,1                     | 0,0                      | 0,0                    | 1,1                             | 0,0                                       | 1,1                    |
| Écarts de conversion                                     | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | - 16,1                 | - 16,1                          | - 0,2                                     | - 16,3                 |
| Impôts différés  | 0,0            | 0,0          | - 5,8                                 | - 0,3                   | 0,0                      | 0,0                    | - 6,1                           | 0,0                                       | - 6,1                  |
| <b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>13,5</b>                           | <b>0,8</b>              | <b>0,0</b>               | <b>- 16,1</b>          | <b>- 1,8</b>                    | <b>- 0,2</b>                              | <b>- 2,0</b>           |
| <b>Résultat global net d'impôt</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>13,5</b>                           | <b>0,8</b>              | <b>79,4</b>              | <b>- 16,1</b>          | <b>77,6</b>                     | <b>1,8</b>                                | <b>79,4</b>            |
| Dividendes   | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | - 38,7                   | 0,0                    | - 38,7                          | - 0,7                                     | - 39,4                 |
| <b>Solde au 30 juin 2017</b>                             | <b>18,1</b>    | <b>231,5</b> | <b>6,5</b>                            | <b>- 10,2</b>           | <b>530,9</b>             | <b>20,0</b>            | <b>796,8</b>                    | <b>6,7</b>                                | <b>803,5</b>           |

## Secteurs opérationnels

La structure du management et le système de reporting financier interne de Sartorius Stedim Biotech sont basés sur une approche en tant que « Fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients. En conséquence, un seul secteur opérationnel a été identifié par Sartorius Stedim Biotech : l'activité « Biopharma ».

L'indicateur « EBITDA courant » (résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non-récurrents) est l'indicateur

clé utilisé en interne pour mesurer le résultat du secteur opérationnel. Par conséquent, les impôts et les charges | produits financiers ne sont pas inclus dans la mesure du résultat (profit ou perte) du secteur opérationnel.

Les principes comptables et d'évaluation pour le secteur opérationnel correspondent aux principes comptables généraux appliqués par le groupe.

### Information sectorielle par activité

|  | 6 mois 2017<br>en millions € | 6 mois<br>2016<br>en millions € |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| Chiffre d'affaires                     | 546,7                        | 508,8                           |
| EBITDA courant du secteur opérationnel | 147,4                        | 136,4                           |
| Dépréciation et amortissement          | - 24,8                       | - 21,2                          |
| Éléments non récurrents                | - 6,9                        | - 4,8                           |
| <b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>    | <b>115,6</b>                 | <b>110,3</b>                    |
| Résultat financier                     | - 2,6                        | - 2,1                           |
| <b>Résultat avant impôt</b>            | <b>113,1</b>                 | <b>108,2</b>                    |

### Information complémentaire par région

|                         | Chiffre d'affaires           |                                 |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                         | 6 mois 2017<br>en millions € | 6 mois<br>2016<br>en millions € |
| <b>EMEA</b>             | <b>233,2</b>                 | <b>231,5</b>                    |
| <b>Amériques</b>        | <b>187,1</b>                 | <b>187,9</b>                    |
| <b>Asie   Pacifique</b> | <b>126,4</b>                 | <b>89,3</b>                     |
| <b>Groupe</b>           | <b>546,7</b>                 | <b>508,8</b>                    |

# Note aux états financiers intermédiaires

## 1. Présentation du groupe

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de pointe destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie pharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, de la purification, du stockage des fluides, les milieux de culture cellulaires ainsi que des technologies de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech permet à l'industrie biopharmaceutique dans le monde entier de développer et fabriquer des médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité. Avec une forte concentration sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces conformément à sa philosophie « Turning science into solutions ».

Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR 0013154002) et son siège social est situé à Aubagne en France.

Les états financiers intermédiaires condensés du groupe Sartorius Stedim Biotech pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2017 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 18 juillet 2017.

## 2. Base de préparation

Les comptes consolidés condensés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2017 ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « information financière intermédiaire ». Ils ne comprennent pas toutes les informations nécessaires à un jeu complet d'états financiers selon les IFRS et doivent être lus en complément des états financiers consolidés annuels du groupe Sartorius Stedim Biotech au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les événements et opérations significatifs en vue d'appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la performance du groupe depuis les derniers états financiers consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2017 et disponibles sur le site :

[https://ec.europa.eu/commission/index\\_fr](https://ec.europa.eu/commission/index_fr)

Les principes comptables appliqués sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le Document de Référence 2016 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 130. La société Sartorius Stedim Data Analytics AB est entrée dans le périmètre de consolidation le 3 avril 2017. Les impacts de cette acquisition sont décrits au chapitre 5.

Pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le groupe a appliqué la norme IAS 34.30 c) qui prévoit de retenir le taux moyen effectif attendu pour l'exercice, appliqué au résultat de la période (28%).

## 3. Recours aux jugements et à des estimations

En préparant ces états financiers intermédiaires, la direction a exercé des jugements, effectué des estimations et fait des hypothèses ayant un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et passifs, des produits et charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.

Les jugements significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les sources principales d'incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux ayant affecté les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

#### 4. Première application des nouvelles normes

Le groupe n'a pas appliqué les normes et interprétations suivantes qui ne sont pas d'application obligatoire pour la période :

- Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2014-2016)
  - amendements à IFRS 12,
- Amendements à IAS 12 : Reconnaissance d'impôts différés actif au titre des pertes reportables,
- Amendements à IAS 7 : Initiative, informations à fournir.

L'application initiale de ces normes n'a pas d'impact significatif sur la présentation des états financiers du groupe.

Les normes ci-après seront applicables, respectivement, en 2018 et en 2019 :

IFRS 15 - Produit des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients : cette norme définit un cadre global afin de déterminer quel montant et sur quelle période doivent être reconnus le revenu dans les comptes. Cette norme remplace les normes déjà existantes relatives à la reconnaissance des revenus incluant IAS 18 - Produit des activités ordinaires, IAS 11 - Contrats de construction et IFRIC 13 - Programme de fidélisation de la clientèle.

Le groupe conduit actuellement un projet afin d'analyser les effets de l'application de cette nouvelle norme dans le futur. En l'état actuel de l'analyse, le groupe ne s'attend pas à des impacts significatifs tant au niveau du montant que de la périodicité du revenu pour la majeure partie des activités du groupe. Toutefois, notamment dans le cas des contrats de construction qui sont actuellement comptabilisés selon la norme IAS 11, la date de comptabilisation des revenus pourrait être modifiée selon les nouveaux critères de la norme IFRS 15 pour la comptabilisation des produits selon la durée du contrat.

Au stade actuel de l'analyse, le groupe ne s'attend pas à une application rétrospective complète de la nouvelle norme. Au contraire, le groupe envisage de reconnaître l'impact cumulé à la date de la première application de la nouvelle norme IFRS 15 par un changement dans la balance d'ouverture des capitaux propres. En outre, lors de la première application, le groupe entend appliquer la norme IFRS 15 uniquement aux contrats qui ne sont pas considérés comme des contrats achevés à la date de la première application.

IFRS 9 - Instruments financiers : cette norme remplace les recommandations prônées par la norme IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. La norme IFRS 9 comprend des recommandations révisées pour la classification et l'évaluation des instruments financiers, incluant un nouveau modèle de calcul des dépréciations d'actifs financiers ainsi que de nouvelles recommandations générales pour la comptabilisation de couverture. Cette norme adopte également les directives d'IAS 39 pour la comptabilisation et la décomptabilisation des instruments financiers.

Le groupe conduit actuellement un projet afin d'analyser les effets de l'application de la nouvelle norme dans le futur. Au stade actuel de l'analyse, le groupe n'a pas constaté de points qui soient contraires aux informations fournies dans les notes afférentes aux états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

L'application de la norme IFRS 16 - Comptabilisation des contrats de location est obligatoire à compter de l'exercice 2019. La norme IFRS 16 introduit un modèle comptable normalisé selon lequel les baux sont généralement comptabilisés au bilan du preneur. Un locataire reconnaît un actif au titre de son droit d'utilisation représentant son droit à l'utilisation du bien loué ainsi qu'un passif résultant de ce bail au titre de son obligation de règlement des paiements relatifs à cette location. Il existe des exemptions pour les baux à court terme et les baux d'actifs à faible valeur. La comptabilisation du bailleur est comparable à celle de la norme actuelle, c'est-à-dire que les bailleurs continuent de classer les baux comme baux financiers ou opérationnels.

Le Groupe a commencé à analyser les effets de cette nouvelle norme et ne prévoit pas d'appliquer la norme avant l'exercice 2019. En l'état actuel de l'analyse, le groupe prévoit d'utiliser les exemptions pour les baux à court terme et les baux d'actifs à faible valeur et prévoit de comptabiliser de manière générale les paiements de location correspondants en charge sur la durée du bail.

L'application de la norme IFRS 16 entraînera vraisemblablement une augmentation de l'actif immobilisé et des passifs financiers. Sur la base de son niveau actuel de connaissances, le groupe ne s'attend pas à un impact significatif global sur ses principaux éléments clés, tels que le ratio de fonds propres ou l'EBITDA courant. Par exemple, sur la base des obligations financières futures du groupe en relation avec les contrats de location simples existants au 31 décembre 2016, le ratio de fonds propres serait réduit d'environ 1%.

En ce qui concerne toutes les nouvelles normes décrites ci-dessus, l'analyse de leur impact n'a pas encore été achevée. Les informations fournies ci-dessus peuvent être considérées comme une mise à jour des informations fournies dans les derniers états financiers consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Par conséquent, l'information fournie doit être lue conjointement avec les informations présentées dans les Notes aux états financiers consolidés annuels.

## 5. Acquisition de la société MKS Instruments AB

Le 3 avril 2017, le groupe a acquis 100% des actions de la société suédoise MKS Instruments AB (Umetrics) basée à Umeå en Suède. Dans l'intervalle, l'entreprise a été rebaptisée « Sartorius Stedim Data Analytics AB ». En complément des actions de la société, le groupe a acquis d'autres actifs incorporels liés à des opérations sur actifs dans le cadre du regroupement d'entreprises.

Umetrics est un fournisseur leader mondial de logiciels d'analyse de données pour la modélisation et l'optimisation des processus de développement et de fabrication, en particulier dans l'industrie biopharmaceutique. L'entreprise emploie environ 50 personnes et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 15 millions de dollars en 2017.

La détermination de la juste valeur à la date d'acquisition des actifs acquis et des passifs corrélatifs n'est pas encore terminée. Par conséquent, l'affectation du coût d'acquisition est provisoire et a été déterminée sur la base des connaissances actuelles de la direction :

|   | Affectation provisoire du coût d'acquisition en millions € |
|---|--|
| Autres immobilisations incorporelles    | 30,3   |
| Immobilisations corporelles             | 0,1  |
| Stocks                                  | 0,0  |
| Créances clients et autres actifs       | 1,5  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,9  |
| Emprunts Et autres passifs financiers   | 0,0  |
| Provisions et autres passifs            | - 4,6  |
| Impôts différés                         | - 6,3  |
| <b>Actif net acquis</b>                 | <b>28,0</b>  |
| Prix d'acquisition                      | 75,0   |
| <b>Goodwill</b>                         | <b>47,0</b>  |

Le prix d'acquisition d'environ 75 millions d'euros a été versé sous la forme d'un paiement en cash. Les charges directement attribuables à l'acquisition d'un montant

de 0,2 million d'euros ont été comptabilisées au poste « autres charges » du compte de résultat. Le groupe s'attend à ce que le goodwill ne soit pas déductible au plan fiscal. Sur la base de son niveau actuel de connaissances, le groupe s'attend à ce que les actifs incorporels reconnus soient principalement des actifs basés sur la technologique et des actifs liés à la relation clientèle.

Le goodwill représente les synergies et les actifs incorporels non séparables tels que le savoir faire de la main-d'œuvre.

Depuis la consolidation de l'entité le 3 avril 2017, Umetrics a contribué pour un montant d'environ 2 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires du groupe et pour un montant légèrement négatif au niveau des résultats du groupe. Si l'acquisition avait eu lieu à compter du 1er janvier 2017, le chiffre d'affaires du groupe aurait été d'environ 549,5 millions d'euros. Si l'on exclut l'impact lié à l'affectation du coût d'acquisition, le résultat pour la période aurait été de 83 millions d'euros.

## 6. Parties liées

Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius AG détient directement ou indirectement 74 % des actions et 85 % des droits de vote. Le flottant est de 26 %.

Le groupe Sartorius est organisé en deux divisions : la division « Bioprocess solutions » (principalement gérée par le groupe Sartorius Stedim Biotech) et la division « Laboratoires, Produits et Services » (principalement gérée par les autres sociétés du groupe Sartorius). Cette structure explique pourquoi le groupe détient deux filiales dans la plupart des pays et pourquoi ces entreprises partagent les locaux, le personnel et d'autres ressources. En outre, les sociétés du groupe allemand exercent diverses fonctions centrales et, par conséquent offrent des services aux entités à travers le monde (par exemple, le support informatique). La société Sartorius Corporate Administration GmbH, une filiale à 100% de la société Sartorius AG, a intégré de nombreuses fonctions comme la fonction finance groupe, les ressources humaines, l'informatique, les relations avec les investisseurs, les activités juridiques et le marketing. Ces services sont refacturés au sein du groupe et, dans une large mesure au groupe Sartorius Stedim Biotech.

La structure décrite ci-dessus conduit à diverses relations et transactions avec les parties liées. Celles-ci comprennent les ventes, les achats et les commissions, les frais de gestion et les coûts relatifs aux action-



naires ainsi que les prêts, les services administratifs et les coûts partagés. Pour plus de détails se référer au Document de Référence 2016 (pages 158 et 159).

# Instruments financiers

## Valeurs comptables et justes valeurs

| En millions €  | Catégories   | 30 Juin 2017<br>Valeur<br>comptable | 30 Juin 2017<br>Juste valeur | 31 Décembre<br>2016<br>Valeur<br>comptable | 31 Décembre<br>2016<br>Juste valeur |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Immobilisations financières                                | Disponible à la vente                                | 1,9                                 | 1,9                          | 1,9  | 1,9                                 |
| Instruments financiers dérivés                             | Détenus à des fins<br>d'échange                      | 0,0                                 | 0,0                          | 0,2  | 0,2                                 |
| Dérivés - instruments de couverture                        | n.a.   | 7,5                                 | 7,5                          | 0,1  | 0,1                                 |
| <b>Actifs financiers (non-courants)</b>                    |  | <b>9,4</b>                          | <b>9,4</b>                   | <b>2,3</b>                                 | <b>2,3</b>                          |
| Créances clients   | Prêts et créances                                    | 203,1                               | 203,1                        | 184,0                                      | 184,0                               |
| Créances et autres actifs                                  | Prêts et créances                                    | 14,5                                | 14,5                         | 8,3  | 8,3                                 |
| Instruments financiers dérivés                             | Détenus à des fins<br>d'échange                      | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0  | 0,0                                 |
| Dérivés - instruments de couverture                        | n.a.   | 2,6                                 | 2,6                          | 0,3  | 0,3                                 |
| <b>Autres actifs financiers (courants)</b>                 |  | <b>17,2</b>                         | <b>17,2</b>                  | <b>8,5</b>                                 | <b>8,5</b>                          |
| <b>Trésorerie et équivalents</b>                           | <b>Prêts et créances</b>                             | <b>33,0</b>                         | <b>33,0</b>                  | <b>34,8</b>                                | <b>34,8</b>                         |
| Emprunts Et autres passifs financiers                      | Passifs financiers évalués<br>au coût amorti         | 182,1                               | 182,7                        | 84,1                                       | 84,9                                |
| Passifs financiers de location-financement                 | IAS 17   | 17,9                                | 28,7                         | 18,3                                       | 29,4                                |
| Fournisseurs et comptes rattachés                          | Passifs financiers évalués<br>au coût amorti         | 72,6                                | 72,6                         | 68,0                                       | 68,0                                |
| Dettes fournisseurs   avances et acomptes sur<br>commandes | n.a.   | 38,2                                | 38,2                         | 39,8                                       | 39,8                                |
| <b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>                   |  | <b>110,7</b>                        | <b>110,7</b>                 | <b>107,8</b>                               | <b>107,8</b>                        |
| Instruments financiers dérivés                             | Détenus à des fins<br>d'échange                      | 3,9                                 | 3,9                          | 3,1  | 3,1                                 |
| Dérivés - instruments de couverture                        | n.a.   | 0,8                                 | 0,8                          | 10,3                                       | 10,3                                |
| Autres passifs financiers                                  | Passifs financiers évalués<br>au coût amorti         | 57,0                                | 62,1                         | 59,7                                       | 66,5                                |
| Autres passifs financiers                                  | Juste valeur enregistré<br>par le compte de résultat | 5,5                                 | 5,5                          | 5,8  | 5,8                                 |
| <b>Autres passifs financiers</b>                           |  | <b>67,1</b>                         | <b>72,2</b>                  | <b>79,0</b>                                | <b>85,8</b>                         |

Pour les investissements de capitaux propres évalués à leur coût d'acquisition (actifs financiers), il n'est pas possible de déterminer la juste valeur de manière fiable en raison de l'absence de marchés actifs. Cela concerne principalement les actions des filiales non consolidées. Celles-ci sont principalement en lien avec des filiales de vente du groupe et le calcul de la juste valeur pour ces activités ne serait donc pas pertinent pour la prise de décisions économiques des utilisateurs. Actuellement, il n'est pas prévu de vendre ces actifs.

Les justes valeurs des instruments financiers ont été déterminées sur la base des informations de marché disponibles à la date de clôture et doivent être alloués à l'un des trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur conformément à la norme IFRS 13.

Pour le niveau 1, les instruments financiers sont calculés sur la base des prix cotés sur des marchés actifs

pour des actifs et des passifs identiques. Pour le niveau 2, les instruments financiers sont calculés sur la base des paramètres obtenus à partir de données observables sur les marchés ou sur la base des prix du marché pour des instruments similaires. Pour le niveau 3, les instruments financiers sont calculés sur la base de paramètres non observables sur les marchés.

Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur à la date de clôture et sont exclusivement des dérivés sous forme de contrats à terme et des swaps de taux d'intérêt. L'évaluation a été faite sur la base des taux de change cotés et des courbes de rendement du marché (Niveau 2).

Les justes valeurs des passifs financiers comptabilisés selon le coût amorti, en particulier les engagements envers les banques et les passifs de location financement, ont été mesurés sur la base de la courbe des

taux d'intérêt du marché, en considérant à titre indicatif les « spreads » de taux de crédit (Niveau 2).

Le passif relatif aux unités de « phantom stocks » liés à l'acquisition d'AllPure correspond au montant de la valeur actualisée des paiements futurs attendus. Ces paiements sont calculés à partir des revenus attendus de l'entreprise AllPure à compter de la date de l'acquisition en prenant en compte le taux d'actualisation ajusté au risque, mentionné ci-dessus (niveau 3).

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers se rapprochent de leur valeur comptable en raison de leur échéance, principalement à court terme.

### Mesure des justes valeurs

Le groupe comptabilise les transferts entre les trois niveaux de la hiérarchie à la fin de la période au cours de laquelle le changement est intervenu. Pendant la période considérée, il n'y a eu aucun transfert entre les trois niveaux.

L'évaluation du passif de niveau 3 est basée sur une technique de flux de trésorerie discountés, en prenant en considération les paiements futurs attendus actualisés en utilisant un taux d'actualisation ajusté au risque. Les paiements attendus sont déterminés en tenant compte des développements possibles de revenus futurs et des montants à payer en vertu de chaque scénario. La donnée importante, non observable, dans ce calcul est la détermination des revenus qui a été retenue, à savoir un taux de croissance d'environ 15 à 20% par an en moyenne.

La valeur comptable de la dette peut être réconciliée comme suit :

|                              | 2017<br>en millions € | 2016<br>en millions € |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Solde au 1er janvier         | 5,8                   | 5,4                   |
| Variations de juste valeur   | 0,0                   | 0,0                   |
| Charges financières          | 0,1                   | 0,1                   |
| Paiements                    | 0,0                   | 0,0                   |
| Écarts de conversion         | -0,4                  | -0,1                  |
| <b>Solde au 30 juin 2016</b> | <b>5,5</b>            | <b>5,4</b>            |

Une augmentation (diminution) des ventes de 10% pour chacune des années suivantes conduirait à une

augmentation (diminution) du passif de 0,5 million d'euros (0,5 million d'euros).

## 7. Autres informations

### Impairment test

Au 30 juin 2017, nous n'avons pas identifié d'indice de pertes de valeur qui nécessite la mise en place d'impairment test sur le goodwill et sur les actifs à durée de vie indéfinie.

### Mesure de la performance

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'indicateur « EBITDA courant » comme indicateur clé pour mesurer la performance. L'indicateur « EBITDA » correspond au résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. L'indicateur « EBITDA courant » correspond à l'indicateur EBITDA corrigé des éléments non-récurrents) sur la période concernée.

### Événement postérieur à la clôture

Néant

### Dividendes

Lors de la période considérée, Sartorius Stedim Biotech S.A. a distribué des dividendes pour un montant de 38,7 millions d'euros.

### Audit

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2016 : comptes audités,
- comptes semestriels : comptes ayant fait l'objet d'un examen limité,
- comptes trimestriels : comptes n'ayant fait l'objet ni d'un audit, ni d'un examen limité.

# Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2017

## Sartorius Stedim Biotech S.A.

Siège social : Z.I. Les Paluds - Avenue de Jouques - C.S.  
91051 - 13781 Aubagne cedex

Capital social : €18.436.238

## Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2017

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Sartorius Stedim Biotech S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

### I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge

des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 -norme de référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

### II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Marseille, le 20 juillet 2017

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A.

John Evans

Associé

Deloitte Et Associés

Christophe Perrau

Associé

# Information sur le rapport semestriel

## **Attestation du responsable du rapport financier semestriel**

J'atteste, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont, à ma connaissance, établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité, figurant aux pages 2 à 19, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.



Joachim Kreuzburg  
Directeur général du  
Groupe Sartorius Stedim Biotech

## Contacts

Sartorius Stedim Biotech S.A.  
Z.I. Les Paluds  
Avenue de Jouques  
C.S. 91051  
13781 Aubagne Cedex, France

Tél. +33.442.84.56.00  
Fax +33.442.84 56.19  
www.sartorius-stedim.com

### Communication Groupe

Petra Kirchoff  
Vice-présidente  
Tél. +49.551.308 1686  
petra.kirchoff@sartorius.com

### Relations Investisseurs

Andreas Theisen  
Direction  
Tél. +49.551.308 1668  
andreas.theisen@sartorius.com

## Calendrier financier

**29 août 2017**

Commerzbank Sector Conference Week | Francfort

**6 septembre 2017**

Goldman Sachs European Medtech Conference | Londres

**12 septembre 2017**

Morgan Stanley Global Healthcare Conference | New York

**18-19 septembre 2017**

Berenberg German Corporate Conference | Munich

**24 octobre 2017**

Information trimestrielle janvier à septembre 2017

**28 novembre 2017**

German Equity Forum | Francfort

**December 5, 2017**

Berenberg European Conference | Londres

**Janvier 2018**

Publications des résultats préliminaires pour l'année 2017

**3 avril 2018**

Assemblée générale annuelle des actionnaires | Aubagne

**Avril 2018**

Information trimestrielle janvier à mars 2018

Les données financières prévisionnelles présentent des risques.

Le présent rapport semestriel contient des données financières concernant la performance future du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses et des estimations. Bien que nous soyons convaincus que ces données financières sont réalistes, nous ne pouvons en aucun cas en garantir la réalisation. Par essence, toute hypothèse contient une part de risque et d'incertitude qui peut amener les résultats de la société à diverger significativement des prévisions. Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n'est envisagée.

Le rapport peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis.