



**sartorius stedim**  
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech  
Rapport financier semestriel  
de janvier à juin 2018

2018

# Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2018

| en millions € sauf indications particulières   | 6 mois 2018         | 6 mois 2017 <sup>1)</sup> | Δ en % | Δ en % cc <sup>2)</sup> |
|--|---------------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| <b>Chiffres d'affaires et prises de commandes</b>                                      |                     |                           |        |                         |
| Chiffre d'affaires   | 585,7               | 545,9                     | 7,3    | 11,1                    |
| - EMEA <sup>3)</sup>   | 252,1               | 232,4                     | 8,5    | 9,1                     |
| - Amérique du Nord <sup>3)</sup>   | 202,0               | 187,1                     | 7,9    | 15,3                    |
| - Asie   Pacifique <sup>3)</sup>   | 131,6               | 126,4                     | 4,1    | 8,9                     |
| Prises des commandes   | 630,1               | 583,0                     | 8,1    | 11,8                    |
| <b>Résultat</b>  |                     |                           |        |                         |
| EBITDA courant <sup>4)</sup>   | 162,8               | 146,5                     | 11,1   |                         |
| Marge d'EBITDA <sup>4)</sup> en %  | 27,8                | 26,8                      |        |                         |
| Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle <sup>5)</sup> | 103,7               | 89,1                      | 16,4   |                         |
| <b>Données financières par action</b>  |                     |                           |        |                         |
| Résultat net par action <sup>5)</sup> in €   | 1,12                | 0,97                      | 16,4   |                         |
|  | <b>30 juin 2018</b> | <b>31 décembre 2017</b>   |        |                         |
| <b>Bilan   Situation financière</b>  |                     |                           |        |                         |
| Total du bilan   | 1 505,0             | 1 403,9                   |        |                         |
| Capitaux propres   | 924,9               | 879,5                     |        |                         |
| Pourcentage de capitaux propres en %   | 61,5                | 62,6                      |        |                         |
| Endettement net  | 156,9               | 127,1                     |        |                         |
| Ratio endettement net   EBITDA courant <sup>4)</sup>                                   | 0,5                 | 0,6                       |        |                         |

| en millions € sauf indications particulières   | 2 <sup>ème</sup> trimestre 2018 <sup>6)</sup> | 2 <sup>ème</sup> trimestre 2017 <sup>1,6)</sup> | Δ en % | Δ en % cc <sup>2)</sup> |
|--|---|---|--------|-------------------------|
| <b>Chiffres d'affaires et prises de commandes</b>                                      |   |   |        |                         |
| Chiffre d'affaires   | 304,6   | 277,1   | 9,9    | 12,3                    |
| Prises des commandes   | 316,3   | 280,9   | 12,6   | 14,7                    |
| <b>Résultat</b>  |   |   |        |                         |
| EBITDA courant <sup>4)</sup>   | 88,7  | 74,7  | 18,8   |                         |
| Marge d'EBITDA <sup>4)</sup> en %  | 29,1  | 26,9  |        |                         |
| Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle <sup>5)</sup> | 56,6  | 45,1  | 25,6   |                         |
| <b>Données financières par action</b>  |   |   |        |                         |
| Résultat net par action <sup>5)</sup> in €   | 0,61  | 0,49  | 25,6   |                         |

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

<sup>2)</sup> cc = à taux de change constant

<sup>3)</sup> Selon la localisation des clients

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

<sup>5)</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>6)</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 d'études international IQVIA (ex IMS Health), le marché pharmaceutique mondial a connu une croissance annuelle moyenne d'environ 6% au cours des cinq dernières années. Cette avancée positive a été principalement portée par un meilleur accès aux services de santé dans les pays émergents et par une augmentation de la moyenne d'âge dans les pays industrialisés, d'où un accroissement de la demande de médicaments. À l'opposé, la croissance du marché pharmaceutique a été entravée par les mesures publiques destinées à réduire les dépenses de santé, ainsi que par l'expiration de brevets sur des traitements générateurs de chiffres d'affaires élevés.

Depuis des années déjà, le marché des médicaments fabriqués à partir de procédés biotechnologiques connaît un développement plus rapide que le marché pharmaceutique dans son ensemble et il est donc particulièrement important pour la croissance des activités de Sartorius. Ce développement rapide 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 est passée d'environ 21% en 2013 à 25% en 2017.

Les biosimilaires, produits biothérapeutiques similaires aux traitements biologiques de référence initialement brevetés, n'ont joué qu'un rôle mineur dans la croissance du marché biotechnologique en 2017 compte tenu d'une base de chiffre d'affaires encore réduite. Leur marché devrait pourtant connaître un fort développement au cours des années à venir compte tenu de l'expiration des brevets de nombreux médicaments générateurs de chiffres d'affaires élevés. Par ailleurs, les freins réglementaires, juridiques par rapport au droit des brevets et marketing, néfastes jusqu'à présent à une pénétration plus rapide des biosimilaires, vont probablement continuer de s'alléger.

Sources : Institut IQVIA : 2018 and Beyond: Outlook and Turning Points, mars 2018 ; EvaluatePharma : World Preview 2018, Outlook to 2024, juin 2018

## Evolution des activités du groupe

- Une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du résultat
- Une évolution positive dans toutes les zones géographiques
- Des prévisions relevées pour l'ensemble de l'exercice 2018

### La poursuite d'une croissance dynamique

Au cours du premier semestre 2018, Sartorius Stedim Biotech a poursuivi sa trajectoire de croissance, avec une hausse à deux chiffres du chiffre d'affaires et du résultat. Après une avancée relativement modérée au cours de l'exercice précédent impacté par divers effets temporaires, la croissance connaît un regain de dynamisme alimenté par une forte demande de produits et équipements à usage unique. Par ailleurs, l'activité de milieux de culture cellulaire du Groupe a également contribué à la croissance. Le chiffre d'affaires du groupe a enregistré une augmentation légèrement supérieure aux prévisions, soit 11,1 % en glissement annuel pour atteindre 585,7 millions d'euros à taux de change constant (+7,3 % en données publiées). La consolidation d'Umetrics, acquis en avril 2017, a apporté une contribution d'un point de pourcentage à la croissance externe.

### Chiffres d'affaires et prises de commandes

| en millions €        | 6 mois 2018 | 6 mois 2017 <sup>1)</sup> | Δ en % | Δ en % cc <sup>2)</sup> |
|----------------------|-------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| Chiffre d'affaires   | 585,7       | 545,9                     | 7,3    | 11,1                    |
| Prises des commandes | 630,1       | 583,0                     | 8,1    | 11,8                    |

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

<sup>2)</sup> cc = À taux de change constant

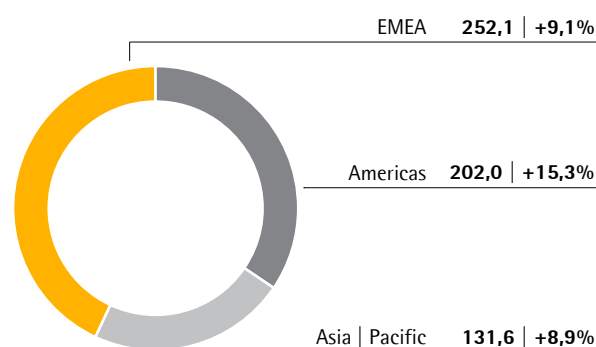
Les prises de commandes ont également enregistré une progression sensible et légèrement supérieure aux prévisions au cours de la période considérée. Au premier semestre 2018, elles ont atteint 630,1 millions d'euros, soit une hausse de 11,8 % à taux de change constant. En données publiées cette hausse s'élève à 8,1 %.

Toutes les régions ont contribué à la croissance de Sartorius Stedim Biotech au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires de la zone Amériques a représenté

34 % environ du chiffre d'affaires total du groupe, soit la dynamique la plus forte par rapport à une base modérée pour l'exercice précédent. Il augmente de 15,3 % à 202,0 millions d'euros (+7,9 % en données publiées contre 187,1 millions d'euros un an plus tôt).

### 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

La zone EMEA, qui génère la part de chiffre d'affaires la plus importante du groupe, soit 43 % du chiffre d'affaires total, enregistre une progression de 9,1 % pour atteindre 252,1 millions d'euros (+8,5 % en données publiées contre 232,4 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires de la zone Asie | Pacifique, dont la part représente environ 22 % du chiffre d'affaires total consolidé, a également suivi une bonne trajectoire et affiche une croissance comparable à l'exercice précédent, avec une hausse de 8,9 % à 131,6 millions d'euros (+4,1 % en données publiées contre 126,4 millions).

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

### Une rentabilité renforcée

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 2018, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une augmentation de son résultat de 11,1 % pour passer de 146,5 millions d'euros à 162,8 millions d'euros. Par suite d'effets d'échelle, l'EBITDA des résultats du groupe a progressé de 26,8 % à 27,8 %.

#### Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

| en millions €                | 6 mois 2018 | 6 mois 2017 <sup>1)</sup> | Δ en % |
|------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| EBIT (Résultat opérationnel) | 129,7       | 115,0                     | 12,8   |
| Éléments non récurrents      | 6,3         | 6,9                       | - 8,6  |
| Dépréciation   amortissement | 26,7        | 24,6                      | 8,8    |
| EBITDA courant               | 162,8       | 146,5                     | 11,1   |

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

Les éléments non récurrents pour la période considérée ont totalisé -6,3 millions d'euros (premier semestre 2017 - 6,9 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 115,0 millions d'euros à 129,7 millions d'euros ; la marge d'EBIT a atteint 22,1 % contre 21,1 % pour l'exercice précédent.

Le résultat financier du groupe Sartorius Stedim Biotech est de -5,2 millions d'euros au premier semestre 2018, contre -2,6 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Cette évolution est principalement imputable à des effets de valorisation négatifs sur les engagements en devises et instruments de couverture.

La charge d'impôt au cours de la période considérée s'est établie à 32,4 millions d'euros contre 31,5 millions au premier semestre 2017. Le taux d'imposition du groupe a diminué, passant de 28,0 % pour l'exercice précédent à 26,0 %.

Pour la période considérée, le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a

connu une forte hausse de 15,4 % et est passé de 78.9 millions d'euros à 91,0 millions d'euros.

| en millions €  | 6 mois 2018 | 6 mois 2017 <sup>1)</sup> |
|--|-------------|---------------------------|
| EBIT (résultat opérationnel)   | 129,7       | 115,0                     |
| Eléments non-récurrents  | 6,3         | 6,9                       |
| Amortissement   IFRS 3   | 8,4         | 7,9                       |
| Résultat financier normalisé <sup>2)</sup>                           | - 2,8       | - 3,3                     |
| Charge d'impôt normalisé (2018 : 26 %, 2017 : 28 %) <sup>3)</sup>    | - 36,8      | - 35,4                    |
| Résultat net courant   | 104,8       | 91,1                      |
| Participations ne donnant pas le contrôle                            | - 1,1       | - 2,1                     |
| Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle | 103,7       | 89,1                      |
| Résultat net courant par action en €                                 | 1,12        | 0,97                      |

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

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

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

### Résultat net courant en progression de 16,4 %

Le résultat net courant attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle a enregistré une augmentation significative de 16,4 %, et est passé de 89,1 millions d'euros à 103,7 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 1,12 euro, contre 0,97 euro.

### Hausse significative des flux d'exploitation

Au premier semestre 2018, le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré un flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle de 106,1 millions d'euros, contre 56,0 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Cette croissance est principalement due à une augmentation des résultats.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement est de -91,6 millions d'euros, en progression par rapport à l'exercice précédent de -49,0 millions d'euros. Ainsi, le groupe Sartorius Stedim Biotech a ainsi financé ses investissements opérationnels en

totalité à partir des flux d'exploitation. L'augmentation reflète principalement les investissements liés à l'expansion de l'usine de Yauco à Porto Rico, ainsi que les capacités supplémentaires de fabrication de filtres sur le site de Goettingen. Par ailleurs, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis des actifs logiciels de Sartorius AG après l'introduction des principaux modules d'un nouveau système ERP (cf. Transactions avec des parties liées). Compte tenu du calendrier de ces dépenses d'investissement, le ratio des dépenses d'investissement affiche un pic temporaire de 15,9 % pour le premier semestre 2018 (2017 : 10,9 %) avant de revenir au niveau prévu au deuxième semestre.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et d'acquisitions est de -91,6 millions d'euros, contre -117,1 millions d'euros pour l'exercice précédent, impacté par l'acquisition d'Umetrics en avril 2017.

#### La situation financière reste solide

Au 30 juin 2018, le bilan total du groupe Sartorius Stedim Biotech s'établit à 1 505,0 millions d'euros, contre 1 403,9 millions d'euros au 31 décembre 2017. Cette hausse s'explique principalement par les investissements dans les capacités de production, une augmentation des stocks et des créances clients.

Les fonds propres ont augmenté de 879,5 millions d'euros à 924,9 millions d'euros entre le 31 décembre 2017 et la date de clôture. À 61,5 %, le ratio de capitaux propres s'est maintenu à un niveau confortable (62,6 % au 31 décembre 2017).

L'endettement financier brut augmenté de 159,7 millions d'euros au 31 décembre 2017 à 182,7 millions d'euros au 30 juin 2018. L'endettement net a suivi la même tendance, passant de 127,1 millions d'euros au 31 décembre 2017 à 156,9 millions d'euros à la fin de la période considérée.

Le ratio endettement net | EBITDA courant des 12 derniers mois est de 0,5, contre 0,4 lors de l'exercice 2017.

#### Personnel renforcé

Au 30 juin 2018, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 5 310 collaborateurs dans le monde, soit 218 salariés supplémentaires ou une hausse d'environ 4,3 % par rapport au 31 décembre 2017. Au plan géographique, c'est dans la zone EMEA que l'effectif a le plus augmenté, de 4,8 %. Dans la zone Amériques, l'effectif a progressé d'environ 3,3 % à 851. En

Asie | Pacifique, Sartorius employait 695 collaborateurs à la fin de la période (31 décembre 2017 : 675).

#### Transactions avec des parties liées

Au cours de la période intermédiaire, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis un droit perpétuel d'utilisation du modèle de processus global de Sartorius AG pour certaines de ses entités pour un montant total de 18,7 millions d'euros. Cette transaction renforce l'indépendance du groupe Sartorius Stedim Biotech et se traduit par une réduction correspondante des futurs coûts de service informatique. Pour plus de détails, se reporter à la section 5 des notes aux comptes (p. 20).

## 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 2017. 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 57 et suivantes du Document de Référence 2017.

# Perspectives de développement

## Un environnement sectoriel toujours positif

Les tendances décrites aux pages 69 et 72 de notre Document de Référence 2017 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 3% à 6% au cours de la période 2018/2022. Pour le sous-segment biopharmaceutique, les observateurs du marché continuent de prévoir une croissance annuelle supérieure au secteur d'environ 9% en moyenne. Cette croissance sera principalement alimentée par la pénétration continue des produits biopharmaceutiques déjà approuvés sur le marché, par l'extension de leurs prescriptions et par la R&D très active du secteur.

Sources : Institut IQVIA : 2018 and Beyond: Outlook and Turning Points, mars 2018 ; EvaluatePharma: World Preview 2018, Outlook to 2024, juin 2018

## Relèvement des objectifs pour l'exercice 2018

Sur la base de la performance du premier semestre et de prises de commandes soutenues, le groupe Sartorius Stedim Biotech relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2018.

Il est désormais prévu une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 11% à 14% à taux de change constant contre 7% à 10% auparavant. La marge d'EBITDA courant devrait désormais atteindre environ 28,0% par rapport à 27,3% auparavant. La hausse de la marge initialement prévue était de 0,5 point de pourcentage à taux de change constant.

Les orientations de dépenses d'investissement restent inchangées pour un ratio d'environ 15% par rapport au chiffre d'affaires.

Au regard de sa situation financière, à fin 2018, la direction maintient sa prévision de ratio endettement net | EBITDA courant à fin 2018 à un niveau similaire à l'exercice précédent, à 0,4, hors effet des acquisitions potentielles.

Toutes les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat sont indiquées à taux de change constant. Compte tenu de l'évolution récente des devises, notamment du taux de change entre le dollar US et l'euro, ces chiffres pourraient devoir être révisés au cours de l'exercice.



## Événement postérieur à la clôture

Pas d'autres évènements significatifs au cours du 1er semestre 2018.

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

|   | 2 <sup>ème</sup> trimestre<br>2018<br>en millions € <sup>1)</sup> | 2 <sup>ème</sup> trimestre<br>2017<br>en millions € <sup>1),2)</sup> | 6 mois 2018<br>en millions € | 6 mois 2017<br>en millions € <sup>2)</sup> |
|---|---|--|------------------------------|--|
| Chiffre d'affaires                                  | 304,6   | 277,1  | 585,7                        | 545,9                                      |
| Coût des ventes                                     | - 145,5   | - 138,3  | - 279,3                      | - 269,8                                    |
| <b>Marge brute</b>                                  | <b>159,1</b>  | <b>138,8</b>   | <b>306,3</b>                 | <b>276,0</b>                               |
| Frais commerciaux et de distribution                | - 54,1  | - 49,9   | - 104,3                      | - 98,9                                     |
| Frais de recherche et développement                 | - 15,0  | - 13,6   | - 32,0                       | - 26,5                                     |
| Frais généraux                                      | - 15,9  | - 15,5   | - 32,2                       | - 31,6                                     |
| Autres produits et charges opérationnelles          | - 2,0   | - 2,6  | - 8,1                        | - 4,0                                      |
| <b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>                 | <b>72,1</b>   | <b>57,2</b>  | <b>129,7</b>                 | <b>115,0</b>                               |
| Produits financiers                                 | - 0,5   | 1,4  | 2,1                          | 2,3  |
| Charges financières                                 | - 3,0   | - 2,7  | - 7,3                        | - 4,8                                      |
| <b>Résultat financier</b>                           | <b>- 3,6</b>  | <b>- 1,3</b>   | <b>- 5,2</b>                 | <b>- 2,6</b>                               |
| <b>Résultat avant impôts</b>                        | <b>68,5</b>   | <b>56,0</b>  | <b>124,5</b>                 | <b>112,5</b>                               |
| Impôt sociétés                                      | - 17,8  | - 15,7   | - 32,4                       | - 31,5                                     |
| <b>Résultat net de la période</b>                   | <b>50,7</b>   | <b>40,3</b>  | <b>92,1</b>                  | <b>81,0</b>                                |
| Attribuable à :                                     |   |  |                              |  |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech | 50,1  | 39,1   | 91,0                         | 78,9                                       |
| Participations ne donnant pas le contrôle           | 0,6   | 1,1  | 1,1                          | 2,1  |
| Résultat net par action (€)                         | 0,54  | 0,42   | 0,99                         | 0,86                                       |
| Résultat net dilué par action (€)                   | 0,54  | 0,42   | 0,99                         | 0,86                                       |

<sup>1)</sup> Données non auditées ni revues

<sup>2)</sup> Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

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

|  | <b>2<sup>ème</sup> trimestre<br/>2018<br/>en millions €<sup>1)</sup></b> | <b>2<sup>ème</sup> trimestre<br/>2017<br/>en millions €<sup>1),2)</sup></b> | <b>6 mois 2018<br/>en millions €</b> | <b>6 mois 2017<br/>en millions €<sup>2)</sup></b> |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| Résultat net de la période   | 50,7   | 40,3  | 92,1                                 | 81,0  |
| Couvertures des flux de trésorerie   | -9,4   | 14,8  | -6,9                                 | 19,3  |
| dont partie efficace de la variation de juste valeur                         | -6,7   | 14,1  | -1,2                                 | 17,5  |
| dont reclassées en résultat  | -2,7   | 0,7   | -5,7                                 | 1,7   |
| Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie                        | 2,8  | -4,4  | 2,1                                  | -5,8  |
| Écarts de conversion   | 8,5  | -16,9   | 1,3                                  | -16,3   |
| <b>Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b> | <b>1,9</b>   | <b>- 6,6</b>  | <b>- 3,5</b>                         | <b>- 2,8</b>                                      |
| Gains   (pertes) actuariels sur provisions pour retraite                     | 0,0  | 1,1   | 0,0                                  | 1,1   |
| Charge d'impôt sur réévaluation du passif net                                | 0,0  | -0,3  | 0,0                                  | -0,3  |
| <b>Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,8</b>  | <b>0,0</b>                           | <b>0,8</b>  |
| <b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>                       | <b>1,9</b>   | <b>- 5,8</b>  | <b>- 3,5</b>                         | <b>- 2,0</b>                                      |
| <b>Résultat global net d'impôt</b>   | <b>52,6</b>  | <b>34,5</b>   | <b>88,6</b>                          | <b>79,0</b>                                       |
| Attribuable à :  |  |   |                                      |   |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech                          | 51,9   | 34,0  | 87,6                                 | 77,2  |
| Participations ne donnant pas le contrôle                                    | 0,7  | 0,5   | 1,0                                  | 1,8   |

<sup>1)</sup> Données non auditées ni revues

<sup>2)</sup> Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommée depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

## Etat de la situation financière

| Actif   | 30 juin 2018<br>en millions €         | 31 déc. 2017<br>en millions €         |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Actifs non courants</b>                                      |                                       |                                       |
| Goodwill  | 383,9                                 | 386,0                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                            | 189,6                                 | 172,9                                 |
| Immobilisations corporelles                                     | 382,7                                 | 331,3                                 |
| Immobilisations financières                                     | 6,1                                   | 11,8                                  |
| Autres actifs   | 0,8                                   | 0,0                                   |
| Actifs d'impôts différés  | 10,5                                  | 11,0                                  |
|   | <b>973,6</b>                          | <b>913,1</b>                          |
| <b>Actifs courants</b>  |                                       |                                       |
| Stocks  | 215,7                                 | 185,6                                 |
| Créances clients  | 226,7                                 | 211,6                                 |
| Autres actifs financiers  | 16,9                                  | 20,0                                  |
| Actifs d'impôts exigibles                                       | 21,1                                  | 24,5                                  |
| Autres actifs   | 25,2                                  | 16,6                                  |
| Trésorerie et équivalents                                       | 25,8                                  | 32,6                                  |
|   | <b>531,3</b>                          | <b>490,8</b>                          |
| <b>Total actif</b>  | <b>1 505,0</b>                        | <b>1 403,9</b>                        |
| <b>Passif</b>   | <b>30 juin 2018<br/>en millions €</b> | <b>31 déc. 2017<br/>en millions €</b> |
| <b>Capitaux propres</b>   |                                       |                                       |
| Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech | 917,3                                 | 872,0                                 |
| Capital social  | 18,4                                  | 18,4                                  |
| Réserves  | 231,5                                 | 231,5                                 |
| Bénéfices non distribués et autres réserves                     | 667,4                                 | 622,1                                 |
| Participations ne donnant pas le contrôle                       | 7,6                                   | 7,4                                   |
|   | <b>924,9</b>                          | <b>879,5</b>                          |
| <b>Passifs non-courants</b>                                     |                                       |                                       |
| Obligations au titre des prestations de retraite                | 35,8                                  | 35,4                                  |
| Autres provisions   | 3,1                                   | 3,1                                   |
| Emprunts financiers   | 44,4                                  | 46,3                                  |
| Passifs financiers de location-financement                      | 15,5                                  | 15,8                                  |
| Autres passifs financiers                                       | 30,9                                  | 30,4                                  |
| Passifs d'impôts différés                                       | 38,9                                  | 43,0                                  |
|   | <b>168,6</b>                          | <b>174,0</b>                          |
| <b>Passifs courants</b>   |                                       |                                       |
| Provisions  | 7,1                                   | 9,6                                   |
| Dettes fournisseurs   | 154,0                                 | 118,0                                 |
| Emprunts financiers   | 121,2                                 | 95,9                                  |
| Passifs financiers de location-financement                      | 1,7                                   | 1,7                                   |
| Avantages au personnel  | 36,0                                  | 31,9                                  |
| Autres passifs financiers                                       | 29,6                                  | 35,0                                  |
| Passifs d'impôts exigibles                                      | 30,5                                  | 31,8                                  |
| Autres passifs  | 31,3                                  | 26,7                                  |
|   | <b>411,4</b>                          | <b>350,4</b>                          |
| <b>Total capitaux propres et passif</b>                         | <b>1 505,0</b>                        | <b>1 403,9</b>                        |

## Tableau de flux de trésorerie

|   | 6 mois 2018<br>en millions € | 6 mois 2017<br>en millions € <sup>1)</sup> |
|---|------------------------------|--|
| Résultat avant impôts   | 124,5                        | 112,5                                      |
| <b>Résultat financier</b>   | <b>5,2</b>                   | <b>2,6</b>                                 |
| <b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>   | <b>129,7</b>                 | <b>115,0</b>                               |
| Amortissement   Dépréciation des immobilisations  | 26,7                         | 24,6                                       |
| Augmentation   diminution des provisions  | - 2,3                        | 0,0  |
| Impôts décaissés  | - 31,6                       | - 26,7                                     |
| Autres éléments non financiers  | 0,7                          | 0,2  |
| <b>Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>   | <b>123,3</b>                 | <b>113,2</b>                               |
| Augmentation   diminution des créances  | - 21,8                       | - 29,2                                     |
| Augmentation   diminution des stocks et en-cours  | - 29,2                       | - 13,1                                     |
| Augmentation   diminution des dettes  | 33,9                         | - 14,8                                     |
| <b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>  | <b>106,1</b>                 | <b>56,0</b>                                |
| Investissements   | - 91,6                       | - 49,0                                     |
| Autres paiements  | 0,0                          | 0,0  |
| <b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions &amp; cessions de filiales</b>                  | <b>- 91,6</b>                | <b>- 49,0</b>                              |
| Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités :<br>trésorerie nette acquise | 0,0                          | - 68,1                                     |
| <b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>   | <b>- 91,6</b>                | <b>- 117,1</b>                             |
| Variation de capital  | 0,0                          | 0,0  |
| Intérêts reçus  | 0,1                          | 0,2  |
| Intérêts payés et autres charges financières  | - 0,5                        | - 0,8                                      |
| Dividendes payés :  |                              |  |
| - aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA   | - 42,4                       | - 38,7                                     |
| - aux participations ne donnant pas le contrôle   | - 0,8                        | - 0,7                                      |
| <b>Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement</b>  | <b>- 43,6</b>                | <b>- 40,1</b>                              |
| Remboursements d'emprunts   | - 4,9                        | - 8,1                                      |
| Souscriptions d'emprunts  | 27,8                         | 106,0                                      |
| <b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>   | <b>- 20,6</b>                | <b>57,7</b>                                |
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie   | - 6,1                        | - 3,3                                      |
| 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  | - 0,7                        | 1,6  |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>   | <b>25,8</b>                  | <b>33,0</b>                                |

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

## 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. 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                     | 78,9                     | 0,0                    | 78,9                            | 2,1                                       | 81,0                   |
| 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                      | - 16,0                 | - 16,0                          | - 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>- 16,0</b>          | <b>- 1,7</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>78,9</b>              | <b>- 16,0</b>          | <b>77,2</b>                     | <b>1,8</b>                                | <b>79,0</b>            |
| Dividendes   | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | - 38,7                   | 0,0                    | - 38,7                          | - 0,7                                     | - 39,4                 |
| Autres variations  | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                             | 0,0                                       | 0,0                    |
| <b>Solde au 30 juin 2017<sup>1)</sup></b>                | <b>18,1</b>    | <b>231,5</b> | <b>6,5</b>                            | <b>- 10,2</b>           | <b>530,4</b>             | <b>20,0</b>            | <b>796,4</b>                    | <b>6,7</b>                                | <b>803,1</b>           |
| <b>Solde au 31. déc. 2017 en milliers €</b>              | <b>18,4</b>    | <b>231,5</b> | <b>11,4</b>                           | <b>- 11,2</b>           | <b>612,7</b>             | <b>9,1</b>             | <b>872,0</b>                    | <b>7,4</b>                                | <b>879,5</b>           |
| Ajustement suite à l'adoption d'IFRS 9                   | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,3                      | 0,0                    | 0,3                             | 0,0                                       | 0,3                    |
| <b>Solde au 1<sup>er</sup> janv. 2018</b>                |                |              |                                       |                         |                          |                        |                                 |   |                        |
| Résultat net de la période                               | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 91,0                     | 0,0                    | 91,0                            | 1,1                                       | 92,1                   |
| Couvertures des flux de trésorerie                       | 0,0            | 0,0          | - 6,9                                 | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | - 6,9                           | 0,0                                       | - 6,9                  |
| Gains   (pertes) actuariels sur provisions pour retraite | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                             | 0,0                                       | 0,0                    |
| Écarts de conversion                                     | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0                      | 1,4                    | 1,4                             | - 0,1                                     | 1,3                    |
| Impôts différés  | 0,0            | 0,0          | 2,1                                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 2,1                             | 0,0                                       | 2,1                    |
| <b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>- 4,8</b>                          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>               | <b>1,4</b>             | <b>- 3,4</b>                    | <b>- 0,1</b>                              | <b>- 3,5</b>           |
| <b>Résultat global net d'impôt</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>- 4,8</b>                          | <b>0,0</b>              | <b>91,0</b>              | <b>1,4</b>             | <b>87,6</b>                     | <b>1,0</b>                                | <b>88,6</b>            |
| Dividendes   | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | - 42,4                   | 0,0                    | - 42,4                          | - 0,8                                     | - 43,2                 |
| Autres variations  | 0,0            | 0,0          | 0,0                                   | 0,0                     | - 0,2                    | 0,0                    | - 0,2                           | 0,0                                       | - 0,3                  |
| <b>Solde au 30 juin 2018</b>                             | <b>18,4</b>    | <b>231,5</b> | <b>6,6</b>                            | <b>- 11,1</b>           | <b>661,4</b>             | <b>10,5</b>            | <b>917,3</b>                    | <b>7,6</b>                                | <b>924,9</b>           |

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

## 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 2018<br>en millions € | 6 mois 2017<br>en millions € <sup>1)</sup> |
|--|------------------------------|--|
| Chiffre d'affaires                     | 585,7                        | 545,9                                      |
| EBITDA courant du secteur opérationnel | 162,8                        | 146,5                                      |
| Dépréciation et amortissement          | - 26,7                       | - 24,6                                     |
| Éléments non récurrents                | - 6,3                        | - 6,9                                      |
| <b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>    | <b>129,7</b>                 | <b>115,0</b>                               |
| Résultat financier                     | - 5,2                        | - 2,6                                      |
| <b>Résultat avant impôt</b>            | <b>124,5</b>                 | <b>112,5</b>                               |

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

### Information complémentaire par région

Les revenus des contrats avec les clients selon IFRS 15 sont ventilés par catégories ci-dessous. La catégorisation suit l'approche de fonctionnement en tant que « fournisseur de solutions globales » pour nos clients du segment "Biopharma".

Les revenus sont présentés en régions géographiques. La base de l'allocation régionale des revenus est la localisation des clients.

|                  | Chiffre d'affaires           |  |
|------------------|------------------------------|--|
|                  | 6 mois 2018<br>en millions € | 6 mois 2017<br>en millions € <sup>1)</sup> |
| EMEA             | 252,1                        | 232,4                                      |
| Amériques        | 202,0                        | 187,1                                      |
| Asie   Pacifique | 131,6                        | 126,4                                      |
| <b>Groupe</b>    | <b>585,7</b>                 | <b>545,9</b>                               |

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

# 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 reproductibilité. 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 1er janvier au 30 juin 2018 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 18 juillet 2018.

## 2. Base de préparation

Les comptes consolidés condensés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2018 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 2017. 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 2017.

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 2018 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 2017. Les normes qui ont été appliquées pour la première fois au cours de la période susvisée sont décrites en section 4.

Le Document de Référence 2017 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 131. Aucune nouvelle entité n'est entrée dans le périmètre de consolidation au 30 juin 2018.

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 (26 %).

## 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 des 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 principales sources d'incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux décrits dans les derniers états financiers annuels.

## 4. Première application des nouvelles normes

Le Groupe a appliqué les nouvelles normes suivantes qui sont obligatoires pour la période de reporting:

- Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2014 - 2016), Amendements à IFRS 1, IFRS 12 et IAS 28,

- Amendements à IFRS 2 - Classification et mesure des transactions basées sur les actions,

- IFRS 9 - Instruments financiers,



- IFRS 15- Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients,
- Clarifications relatives à IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les clients,
- Amendements à IAS 40 - Transfert de propriété relative à un investissement financier,
- IFRIC 22 - Transactions en devises étrangères et reconnaissance anticipée.

### **Application initiale d'IFRS 9 - Instruments financiers**

La date d'application initiale d'IFRS 9 - Instruments financiers est le 1er janvier 2018. Le Groupe applique rétrospectivement IFRS 9 sans retraitement des chiffres relatif à l'exercice précédent. La période comparative est présentée conformément aux règles antérieures (IAS 39). Les effets cumulés de la transition à IFRS 9 sont comptabilisés par le biais d'un ajustement du solde d'ouverture des bénéfices non distribués et autres réserves. L'effet de l'application initiale d'IFRS 9 résulte de l'ajustement de la méthode de dépréciation des créances clients et s'élève à 0,3 million d'euros. En conséquence, les bénéfices non distribués et autres réserves sont passés de 612,7 millions d'euros au

31 décembre 2017 à 613,0 millions d'euros au 1er janvier 2018.

La norme IFRS 9 - Instruments financiers remplace les recommandations existantes dans la norme IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. IFRS 9 comprend des recommandations révisées pour le classement et l'évaluation des instruments financiers, y compris un nouveau modèle relatif aux pertes de crédit attendues en lien avec le calcul des dépréciations d'actifs financiers, ainsi que les nouvelles règles applicables sur la comptabilité de couverture. Cette norme adopte également les directives d'IAS 39 sur la comptabilisation et la décomptabilisation des instruments financiers.

La norme IFRS 9 contient une nouvelle méthode de classification et d'évaluation des actifs financiers, qui reflète à la fois le modèle de gestion de l'entité (détenus pour encaisser, détenus pour encaisser et revendre, autres) dans le cadre duquel les actifs sont détenus et les caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie (critère SPPI). Le tableau suivant présente, pour chaque classe d'actifs financiers du groupe, une vue d'ensemble des catégories selon IAS 39 et des catégories selon IFRS 9 ainsi que les valeurs comptables respectives à la date de première application d'IFRS 9.

| Valeur comptable des actifs financiers à la date d'application initiale d'IFRS 9 | Catégorie selon IAS 39   | Valeur comptable selon IAS 39 au 31 déc. 2017 en millions € | Reclassement en millions € | Réajustement en millions € | Valeurs comptables selon IFRS 9 au 1 <sup>er</sup> jan. 2018 en millions € | Catégorie selon IFRS 9   |
|--|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Trésorerie et équivalents</b>   | <b>Prêts et créances</b> | <b>32,6</b>   |                            |                            | <b>32,6</b>  | <b>Mesuré au coût amorti</b>   |
| Créances et autres actifs  | Prêts et créances        | 12,8  |                            |                            | 12,8   | Mesuré au coût amorti  |
| Instruments financiers dérivés dans des relations de couverture                  | n.a.                     | 7,2   |                            |                            | 7,2  | n.a.   |
| <b>Autres actifs financiers (courants)</b>                                       |                          | <b>20,0</b>   |                            |                            | <b>20,0</b>  |  |
| Créances clients   | Prêts et créances        | 204,6   |                            | 0,3                        | 205,0  | Mesuré au coût amorti  |
| Montants dus par les clients au titre de travaux à forfait                       | n.a.                     | 7,0   |                            | 0,0                        | 7,0  | n.a.   |
| <b>Créances clients</b>  |                          | <b>211,6</b>  |                            | <b>0,3</b>                 | <b>211,9</b>   |  |
| Immobilisations financières  | Prêts et créances        | 2,7   | 0,7                        |                            | 3,4  | Mesuré au coût amorti  |
| Immobilisations financières  | Disponible à la vente    | 1,6   | - 1,0                      |                            | 0,6  | Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat          |
| Immobilisations financières  | Disponible à la vente    | 0,1   |                            |                            | 0,1  | Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
| Actifs financiers (participations dans des filiales non consolidées)             | n.a.                     | 0,1   |                            |                            | 0,1  | n/a (investissements dans des filiales non consolidées)                              |
| Instruments financiers dérivés dans des relations de couverture                  | n.a.                     | 7,3   |                            |                            | 7,3  | n.a.   |
| <b>Actifs financiers (non-courants)</b>  |                          | <b>11,8</b>   | <b>- 0,4</b>               |                            | <b>11,5</b>  |  |

Il n'y a pas eu d'impact sur les passifs financiers du groupe. Les quelques reclassements d'actifs financiers ont été déterminés sur la base d'évaluations individuelles des instruments financiers, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels. Pour les instruments de capitaux propres existant à la date de la première application et qui ne sont pas détenus à des fins de transaction, le groupe a décidé de comptabiliser les variations futures de la juste valeur de ces instruments en résultat. Ce choix doit généralement être fait instrument par instrument lors de la reconnaissance initiale de l'instrument. Le reclassement n'a pas entraîné d'impacts de réajustement. Les impacts de réajustement présentés résultent de l'ajustement de la méthode de dépréciation pour les créances clients.

En ce qui concerne la dépréciation des actifs financiers, IFRS 9 remplace le modèle des pertes encourues par le modèle des pertes de crédit attendues. Les actifs financiers sont généralement considérés comme ayant subi une perte de valeur lorsqu'il existe des indications objectives qui mettent en doute le recouvrement intégral des flux de trésorerie des actifs financiers respec-

tifs. En ce qui concerne les actifs financiers du groupe, l'approche simplifiée appliquée aux créances clients est particulièrement pertinente. Le point de départ du nouveau modèle de dépréciation est une analyse des taux de pertes de crédit historiques réels. Ceux-ci sont ajustés, s'ils sont significatifs et en tenant compte de l'information prospective, par les effets des changements actuels dans l'environnement macroéconomique. En raison du niveau négligeable des pertes de crédit historiques, le groupe détermine actuellement les pertes de crédit attendues pour l'ensemble du portefeuille de créances commerciales du Groupe. Cependant, les taux de pertes historiques sont analysés plus en détail afin d'appliquer différents taux de perte à différents portefeuilles, le cas échéant. À la date d'application initiale d'IFRS 9, la provision pour pertes sur créances attendues s'élève à 0,1 million d'euros. Le montant inclut la perte de crédit attendue pour les actifs contractuels selon la norme IFRS 15 qui ne comportent pas de composante de financement significative. Dans le cadre de la transition vers la norme IFRS 9, le groupe a également analysé l'approche de comptabilisation des pertes encourues et a revu cette approche à la lumière du faible niveau de pertes

historiques. Les retards ou défauts de paiement sont déterminés sur la base d'évaluations individuelles. Les jours en retard sont un critère essentiel dans ce contexte. À la date d'application initiale d'IFRS 9, l'effet total des ajustements sur la dépréciation des créances commerciales s'élève à 0,3 million d'euros et augmente

les bénéfices non distribués et autres réserves du groupe au 1er janvier 2018.

Le tableau suivant illustre les effets du modèle de dépréciation ajusté pour les créances clients :

| Provisions pour dépréciation à la date d'application initiale d'IFRS 9 | Catégorie selon IAS 39 | Pertes sur créances à la clôture selon IAS 39 au 31 déc. 2017<br>en millions € | Réajustement due à l'implémentation d'IFRS 9<br>en millions € | Provisions pour pertes à l'ouverture selon IFRS 9 au 1 <sup>er</sup> jan. 2018<br>en millions € | Catégorie selon IFRS 9 |
|--|------------------------|--|---|---|------------------------|
| Créances clients   | Prêts et créances      | -2,4   | 0,3   | -2,1  | Mesuré au coût amorti  |
| Montants dus par les clients au titre de travaux à forfait             | n.a.                   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | n.a.                   |
| <b>Créances clients</b>  |                        | <b>- 2,4</b>   | <b>0,3</b>  | <b>- 2,1</b>  |                        |

Outre les créances clients, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont les actifs financiers les plus significatifs dans l'état de situation financière du groupe à la date d'application initiale d'IFRS 9 et à la date de clôture du 30 juin 2018. Compte tenu de la solvabilité élevée des contreparties et des échéances proches, la dépréciation qui devrait être comptabilisée pour ces actifs financiers est non significative. Par conséquent, aucune dépréciation n'est constatée pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Pour les autres actifs financiers évalués au coût amorti à la date d'application initiale d'IFRS 9 et au 30 juin 2018, aucune perte de valeur n'est comptabilisée pour les pertes de crédit attendues sur 12 mois en raison de pertes historiques non significatives. En cas d'augmentation significative du risque de crédit, qui est généralement présumée lorsqu'un paiement est échu depuis plus de 30 jours, les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sont comptabilisées pour l'actif financier respectif. Un défaut de paiement est généralement présumé lorsqu'il n'y a aucune attente raisonnable de recouvrement d'un actif financier. Ceci est généralement présumé lorsque les paiements sont en retard de plus de 90 jours.

Le groupe applique de manière prospective les nouvelles règles de comptabilité de couverture d'IFRS 9. Le groupe utilise des opérations à terme pour couvrir les risques de flux de trésorerie résultant de la variation des taux de change liés aux ventes de produits et à l'achat de matières et ne désigne que l'élément spot de l'instrument de couverture. Aucun effet de transition n'a découlé de l'application des nouvelles exigences en matière de comptabilité de couverture.

#### Application initiale d'IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients

La norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les clients impose un modèle exhaustif afin de déterminer quand comptabiliser les produits et à quel montant. Il remplace les recommandations existantes pour la comptabilisation des produits, y compris IAS 18 - Produits des activités ordinaires; IAS 11 - Contrats de construction et IFRIC 13 - Programmes de fidélisation de la clientèle.

Le groupe a appliqué la norme IFRS 15 pour la première fois au 1er janvier 2018 sur la base de la méthode rétrospective modifiée. En conséquence, la période comparative est présentée conformément aux normes précédentes. Les effets de l'application initiale d'IFRS 15 sont comptabilisés en tant qu'ajustement du solde d'ouverture des bénéfices non distribués et autres réserves à la date de première application. En outre, lors de l'adoption initiale, le groupe applique la norme IFRS 15 uniquement aux contrats qui ne sont pas considérés comme des contrats achevés à la date de la première application. En outre, le groupe a retenu les options proposées concernant les modifications de contrats intervenues avant la date d'application initiale d'IFRS 15 et n'a pas retraité rétrospectivement ces contrats. L'impact de la nouvelle norme sur les états financiers consolidés du groupe étant faible, l'utilisation de cette opportunité ne devrait pas avoir d'impact significatif.

Le groupe utilise l'option relative à l'existence d'une composante de financement importante. Cela signifie qu'une composante de financement n'est prise en considération que lorsque le délai entre le transfert

des biens ou des services au client et la réception de la contrepartie est censé dépasser un an et que l'effet est important. Les produits sont comptabilisés au moment où les biens ou services sont transférés au client. Si les produits sont comptabilisés progressivement à l'avancement, les résultats sont généralement mesurés en fonction des coûts encourus proportionnellement au total des coûts planifiés, à moins qu'une autre méthode reflète le transfert des biens ou des services au client de manière plus appropriée.

Pour la majeure partie des activités du groupe, il n'y a pas d'effets significatifs résultant de l'application de la nouvelle norme. Cependant, à la date de la première application, la nouvelle norme a certains effets sur les

contrats de construction dans le secteur des projets. Un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros, comptabilisé par le passé, n'aurait pas dû être comptabilisé au sens d'IFRS 15, mais plutôt à une autre période. Cela résulte des nouveaux critères introduits par la norme IFRS 15 pour la comptabilisation des produits dans le temps pour les contrats portant sur la construction de biens spécifiques au client. L'impact se traduit par un ajustement du bilan d'environ 2 millions d'euros à la date de première application. Il n'y avait pas d'impacts à comptabiliser en capitaux propres. Les impacts de l'application de la méthode rétrospective modifiée sur l'état de la situation financière d'ouverture au 1er janvier 2018 sont présentés dans le tableau suivant.

| Effets de l'application d'IFRS 15 sur les soldes d'ouverture de l'état de la situation financière au 1 <sup>er</sup> janvier 2018 | Valeur comptable<br>31 déc. 2017<br>en millions € | Ajustement<br>suite à<br>l'adoption<br>d'IFRS 9 <sup>o</sup> 15<br>en millions € | Valeur comptable<br>1 <sup>er</sup> janvier 2018<br>en millions € <sup>3</sup> |
|---|---|--|--|
| <b>Stocks</b>   | <b>185,6</b>                                      | <b>4,1</b>   | <b>189,7</b>   |
| Montants dus par les clients au titre de travaux à forfait <sup>1)</sup>  | 7,0   | - 1,9  | 5,0  |
| Créances clients  | 204,6   |  | 204,6  |
| <b>Créances clients</b>   | <b>211,6</b>                                      | <b>- 1,9</b>   | <b>209,7</b>   |
| Dettes fournisseurs   avances et acomptes sur commandes <sup>2)</sup>   | 40,7  | 2,2  | 42,9   |
| Dettes fournisseurs   | 77,2  |  | 77,2   |
| <b>Dettes fournisseurs</b>  | <b>118,0</b>                                      | <b>2,2</b>   | <b>120,2</b>   |

<sup>1)</sup> Actifs contractuels selon IFRS 15.

<sup>2)</sup> Passifs contractuels selon IFRS 15.

<sup>3)</sup> Valeur comptable sans ajustement pour le nouveau modèle de dépréciation de crédit selon IFRS 9.

Si le groupe avait appliqué les normes précédentes, à savoir IAS 18 et IAS 11, au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires et le coût des ventes auraient été supérieurs d'environ 0,5 million d'euros, sans impact sur le résultat net. Le total des actifs et des passifs totaux aurait été inférieur d'environ 2 millions d'euros. Comme les effets de l'application initiale de la nouvelle norme, les effets résultent des critères révisés de comptabilisation des produits au fil du temps selon

lesquels les revenus sont maintenant comptabilisés à un moment donné plutôt que dans le temps pour quelques projets.

Le tableau suivant présente l'impact sur l'état de la situation financière au 30 juin 2018 ainsi que l'impact de l'application continue des normes précédentes aurait eu par rapport à IFRS 15.

| Effets de l'application d'IFRS 15 sur l'état de la situation financière au 30 juin 2018 | Valeurs comptables au 30 juin 2018 (IFRS 15)<br>en millions € | Ajustement suite à l'adoption d'IFRS 9 <sup>1</sup> 15<br>en millions € | Valeur comptable au 30 juin 2018 (IAS 18, IAS 11)<br>en millions € |
|---|---|---|--|
| <b>Stocks</b>   | <b>215,7</b>  | <b>- 4,9</b>  | <b>210,8</b>   |
| Montants dus par les clients au titre de travaux à forfait <sup>1)</sup>                | 2,5   | 2,7   | 5,2  |
| Créances clients  | 224,2   |   | 224,2  |
| <b>Créances clients</b>   | <b>226,7</b>  | <b>2,7</b>  | <b>229,4</b>   |
| Dettes fournisseurs   avances et acomptes sur commandes <sup>2)</sup>                   | 48,4  | - 2,2   | 46,2   |
| Dettes fournisseurs   | 105,6   |   | 105,6  |
| <b>Dettes fournisseurs</b>  | <b>154,0</b>  | <b>- 2,2</b>  | <b>151,8</b>   |

<sup>1)</sup> Actifs contractuels selon IFRS 15.

<sup>2)</sup> Passifs contractuels selon IFRS 15.

### IFRS 16, Contrats de location

Le groupe n'a pas encore appliqué la norme IFRS 16 - Contrats de location. L'application de la norme est obligatoire pour les périodes commençant en 2019. La norme IFRS 16 introduit un modèle de comptabilisation comptable standardisé selon lequel les contrats de location doivent généralement être comptabilisés dans le bilan du preneur. Un preneur reconnaît un droit d'utilisation représentant son droit d'utiliser un actif de location, ainsi qu'un passif résultant du contrat de location, ce qui représente son obligation d'effectuer des paiements de location. Il existe des exemptions pour les contrats de location à court terme et les contrats de location d'actifs de 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 contrats de location en contrats de location-financement ou en contrats de location-exploitation.

Le groupe analyse actuellement les impacts de cette nouvelle norme et ne prévoit pas d'appliquer la norme avant l'année 2019. Sur la base de l'analyse actuelle, le groupe n'envisage pas d'appliquer rétroactivement la norme conformément à IAS 8 mais prévoit plutôt de comptabiliser l'effet de l'application initiale d'IFRS 16 à la date de la première application dans les bénéfices non répartis et autres réserves. Au stade actuel de l'analyse, le groupe prévoit d'utiliser les exemptions pour les contrats de location à court terme et les locations d'actifs de faible valeur et de comptabiliser les paiements de location correspondants comme une charge généralement linéaire sur la durée du contrat.

La norme IFRS 16 entraînera une augmentation des immobilisations et des passifs financiers. Sur la base de son niveau actuel de connaissance, le groupe n'anticipe pas d'impact global significatif sur ses chiffres clés les plus importants, tels que le ratio de fonds propres ou l'EBITDA courant. Par exemple, sur la base d'une étude sur les contrats de location pertinents conclus au cours de la période considérée, le total des actifs augmenterait d'environ 35 millions d'euros au 30 juin 2018. Cela se traduirait par une réduction du ratio de fonds propres de l'ordre de 1 à 2 %. Selon l'étude, la marge EBITDA augmenterait d'environ 1 % sur une base annuelle.

L'analyse de l'impact de l'introduction de la norme IFRS 16 n'est pas encore terminée. 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 2017. Par conséquent, les informations fournies doivent être lues conjointement avec les informations fournies dans les notes relatives aux états financiers consolidés.

### 5. 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 actionnaires ainsi que les prêts, les services administratifs et les coûts partagés. Pour plus de détails se référer au Document de Référence 2017 (pages 156 et 157).

Au cours de la période intermédiaire, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis un droit perpétuel d'utilisation du modèle de processus global de Sartorius pour certaines de ses entités pour un montant total de 18,7 millions d'euros. Cette transaction renforce l'indépendance du groupe Sartorius Stedim Biotech par rapport à Sartorius Corporate Administration GmbH et se traduit par une réduction correspondante des futurs coûts de service informatique.

## 6. Instruments financiers

Les tableaux suivants présentent la valeur comptable et la juste valeur des actifs et passifs financiers par catégorie d'instruments financiers au 30 juin 2018 selon la norme IFRS 9 et au 31 décembre 2017 selon la norme IAS 39.

| En millions €  | Catégories (IFRS 9)  | 30 Juin 2018<br>Valeur<br>comptable | 30 Juin 2018<br>Juste valeur |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Investissements dans les sociétés non consolidées          | n.a.   | 0,1                                 | 0,1                          |
| Immobilisations financières                                | Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 0,0                                 | 0,0                          |
| Immobilisations financières                                | Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat          | 0,6                                 | 0,6                          |
| Immobilisations financières                                | Mesuré au coût amorti  | 2,9                                 | 2,9                          |
| Instruments financiers dérivés                             | Détenus à des fins d'échange   | 0,0                                 | 0,0                          |
| Dérivés - instruments de couverture*                       | n.a.   | 2,5                                 | 2,5                          |
| <b>Actifs financiers (non-courants)</b>                    |  | <b>6,1</b>                          | <b>6,1</b>                   |
| Montants dus par les clients au titre de travaux à forfait | n.a.   | 2,5                                 | 2,5                          |
| Créances clients   | Mesuré au coût amorti  | 224,2                               | 224,2                        |
| <b>Créances clients</b>                                    |  | <b>226,7</b>                        | <b>226,7</b>                 |
| Créances et autres actifs                                  | Mesuré au coût amorti  | 12,2                                | 12,2                         |
| Dérivés - instruments de couverture*                       | n.a.   | 4,7                                 | 4,7                          |
| Instruments financiers dérivés                             | Détenus à des fins d'échange   | 0,0                                 | 0,0                          |
| <b>Autres actifs financiers (courants)</b>                 |  | <b>16,9</b>                         | <b>16,9</b>                  |
| <b>Trésorerie et équivalents</b>                           | <b>Mesuré au coût amorti</b>   | <b>25,8</b>                         | <b>25,8</b>                  |
| <b>Emprunts &amp; autres passifs financiers</b>            | <b>Passifs financiers évalués au coût amorti</b>                                     | <b>165,5</b>                        | <b>165,9</b>                 |
| <b>Passifs financiers de location-financement</b>          | <b>IAS 17</b>  | <b>17,1</b>                         | <b>27,3</b>                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                          | Passifs financiers évalués au coût amorti  | 105,6                               | 105,6                        |
| Dettes fournisseurs   avances et acomptes sur commandes    | n.a.   | 48,4                                | 48,4                         |
| <b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>                   |  | <b>154,0</b>                        | <b>154,0</b>                 |
| Instruments financiers dérivés                             | Détenus à des fins d'échange   | 0,1                                 | 0,1                          |
| Dérivés - instruments de couverture*                       | n.a.   | 1,2                                 | 1,2                          |
| Autres passifs financiers                                  | Passifs financiers évalués au coût amorti  | 59,1                                | 63,1                         |
| <b>Autres passifs financiers</b>                           |  | <b>60,4</b>                         | <b>64,4</b>                  |

\* Les montants incluent la partie non désignée des contrats.

| En millions €   | Catégorie (IAS 39)                        | 31 Déc. 2017<br>Valeur<br>comptable | 31 Déc. 2017<br>Juste valeur |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Immobilisations financières                             | Disponible à la vente                     | 1,8                                 | 1,8                          |
| Immobilisations financières                             | Prêts et créances                         | 2,7                                 | 2,7                          |
| Dérivés - instruments de couverture*                    | n.a.                                      | 7,3                                 | 7,3                          |
| <b>Actifs financiers (non-courants)</b>                 |   | <b>11,8</b>                         | <b>11,8</b>                  |
| Créances clients  | Prêts et créances                         | 211,6                               | 211,6                        |
| Créances et autres actifs                               | Prêts et créances                         | 12,8                                | 12,8                         |
| Dérivés - instruments de couverture*                    | n.a.                                      | 7,2                                 | 7,2                          |
| <b>Autres actifs financiers (courants)</b>              |   | <b>20,0</b>                         | <b>20,0</b>                  |
| <b>Trésorerie et équivalents</b>                        | <b>Prêts et créances</b>                  | <b>32,6</b>                         | <b>32,6</b>                  |
| Emprunts et autres passifs financiers                   | Passifs financiers évalués au coût amorti | 142,2                               | 142,7                        |
| Passifs financiers de location-financement              | IAS 17                                    | 17,5                                | 28,1                         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                       | Passifs financiers évalués au coût amorti | 77,2                                | 77,2                         |
| Dettes fournisseurs   avances et acomptes sur commandes | n.a.                                      | 40,7                                | 40,7                         |
| <b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>                |   | <b>118,0</b>                        | <b>118,0</b>                 |
| Instruments financiers dérivés                          | Détenus à des fins d'échange              | 0,6                                 | 0,6                          |
| Dérivés - instruments de couverture*                    | n.a.                                      | 1,4                                 | 1,4                          |
| Autres passifs financiers                               | Passifs financiers évalués au coût amorti | 63,4                                | 67,7                         |
| <b>Autres passifs financiers</b>                        |   | <b>65,4</b>                         | <b>69,6</b>                  |

\* Les montants incluent la partie non désignée des contrats.

La juste valeur est définie comme le prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. 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).

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

Le risque de perte de crédit maximal est reflété par la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés dans l'état de la situation financière.

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.



## 7. Autres informations

### Impairment test

Au 30 juin 2018, 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 42,4 millions d'euros.

### Audit

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2017 : 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 2018

## Sartorius Stedim Biotech S.A.

Société Anonyme  
Z.I. Les Paluds  
Avenue de Jouques  
C.S. 91051  
13781 Aubagne Cedex, France

### Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2018

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 2018 au 30 juin 2018, 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 du 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 2018

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A.

John Evans  
Partner

Deloitte & Associés

Vincent Gros  
Partner

## 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 24, 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

## Calendrier financier

|  |                    |
|--|--------------------|
| Commerzbank Sector Conference Week   Francfort             | 28 août, 2018      |
| Goldman Sachs European Medtech Conference   Londres        | 06 septembre, 2018 |
| Morgan Stanley Global Healthcare Conference   New York     | 13 septembre, 2018 |
| Berenberg German Corporate Conference   Munich             | 25 septembre, 2018 |
| Information trimestrielle janvier à septembre 2018         | 23 octobre, 2018   |
| SocGen Sustainability Conference                           | 14 novembre, 2018  |
| Publications des résultats préliminaires pour l'année 2018 | Janvier 2019       |
| Assemblée générale annuelle des actionnaires   Aubagne     | Mars 26, 2019      |
| Information trimestrielle janvier à mars 2019              | Avril 2019         |

### 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

#### Petra Kirchoff

Head of Corporate Communications & IR  
Tél. + 49.551.308.1686  
petra.kirchoff@sartorius.com

#### Ben Orzelek

Head of Investor Relations  
Tél. + 49.551.308.1668  
ben.orzelek@sartorius.com

### 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.