



sartorius stedim
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech
Rapport financier semestriel
de janvier à juin 2019

2019

Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2019

En millions € sauf indications particulières	6 mois 2019	6 mois 2018	Δ en % déclaré	Δ en % tc ¹⁾
Chiffre d'affaires et prises de commandes				
Prises de commandes	778,1	630,1	23,5	21,5
Chiffre d'affaires	709,3	585,7	21,1	19,0
- EMEA ²⁾	288,0	252,1	14,2	14,1
- Amériques ²⁾	251,8	202,0	24,7	19,8
- Asie Pacifique ²⁾	169,6	131,6	28,9	27,1
Résultats				
EBITDA ³⁾	205,3	162,8	26,2	
Marge d'EBITDA ³⁾ en %	28,9	27,8		
Résultat net courant ⁴⁾	131,1	103,7	26,4	
Données financières par action				
Résultat net par action ⁴⁾	1,42	1,12	26,4	
	30 juin 2019	31 déc. 2018		
Bilan Résultats financiers				
Total du bilan	1 693,8	1 571,5		
Capitaux propres	1 107,2	1 044,9		
Ratio de capitaux propres en %	65,4	66,5		
Endettement net	145,3	125,7		
Ratio d'endettement net sur EBITDA courant	0,4	0,4		
En millions € sauf indications particulières	T2 2019 ⁵⁾	T2 2018 ⁵⁾	Δ en % déclaré	Δ en % tc ¹⁾
Chiffre d'affaires et prises de commandes				
Chiffre d'affaires	366,4	304,6	20,3	18,7
Prises de commandes	396,8	316,3	25,4	24,2
Résultats				
EBITDA ³⁾	107,2	88,7	20,9	
Marge d'EBITDA ³⁾ en %	29,3	29,1		
Résultat net courant ⁴⁾	68,5	56,6	21,1	
Données financières par action				
Résultat net par action ⁴⁾	0,74	0,61	21,1	

¹⁾ tc = à taux de change constant

²⁾ Selon la localisation des clients

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

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

⁵⁾ Chiffres ni audités, ni révisés

Environnement sectoriel

La clientèle du groupe Sartorius La clientèle du groupe Sartorius Stedim Biotech se concentre dans l'industrie biopharmaceutique. L'évolution de ce secteur influe donc largement sur les résultats du groupe.

Le développement extrêmement positif du secteur se poursuit

L'institut international d'études de marché IQVIA estime que le marché pharmaceutique mondial a connu une croissance annuelle moyenne d'environ 6% au cours des cinq dernières années. Le segment des médicaments et des vaccins fabriqués à partir de procédés biotechnologiques se démarque au sein du marché pharmaceutique. En 2018, les prévisions pour le marché biopharmaceutique s'établissaient à un volume d'environ 217 milliards d'euros, soit une augmentation de 8% à 9% par rapport à l'année précédente. Les composés biopharmaceutiques gagnent régulièrement en importance et en reconnaissance, comme en atteste leur part croissante dans le chiffre d'affaires du marché pharmaceutique mondial et dans les activités de développement de l'industrie pharmaceutique. Les composés biopharmaceutiques représentent par exemple plus de 40% du pipeline R&D.

La croissance du marché dépend bien plus des tendances à moyen et long termes que des fluctuations économiques à court terme. Le principal facteur d'augmentation mondiale des capacités de production biopharmaceutique réside dans la demande de médicaments en hausse pour soigner une population mondiale croissante et les communautés globalement vieillissantes des pays industrialisés. De plus, la hausse des revenus dans les économies des marchés émergents se traduit par une amélioration de l'accès aux soins. La croissance est également alimentée par le développement et l'autorisation de nouveaux produits biopharmaceutiques, dont un nombre croissant de composés pharmaceutiques actifs permettant de traiter des maladies rares jusqu'alors incurables. Sans oublier les récents progrès des thérapies cellulaires et géniques, par exemple. Les biosimilaires, ces produits biothérapeutiques similaires à des produits biologiques de référence dont le brevet a expiré, occupent aussi une place de plus en plus importante sur le marché biotechnologique.

Sources : IQVIA Institute: The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, janvier 2019 ; EvaluatePharma: World Preview 2019, Outlook to 2025, juin 2019.

Evolution des activités du groupe

- Croissance très dynamique du chiffre d'affaires, des prises de commandes et des bénéfices
- Forte demande dans toutes les catégories de produits et toutes les régions
- Prévisions pour tout l'exercice 2019 en hausse

Augmentations à deux chiffres du chiffre d'affaires et des prises de commandes

Au premier semestre 2019, Sartorius Stedim Biotech a connu une évolution très dynamique dans un environnement de marché toujours favorable. Porté par une forte demande de technologies à usage unique et d'équipements, le chiffre d'affaires a bondi de 19,0 % à taux de change constant pour s'établir à 709,3 millions d'euros (déclaré : + 21,1 %). Le puissant élan observé en début d'année s'est donc poursuivi au deuxième trimestre.

Chiffre d'affaires et prises de commandes

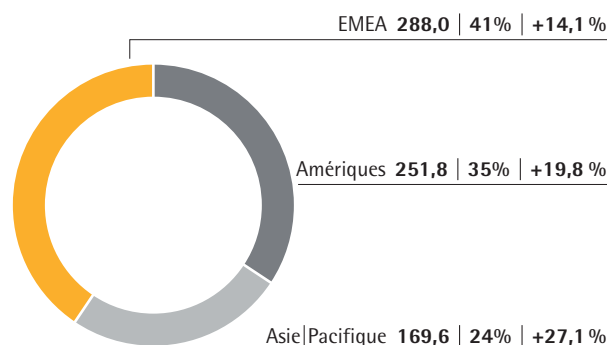
En millions €	6 mois 2019	6 mois 2018	Δ en %	Δ en % tc ¹⁾
Chiffre d'affaires	709,3	585,7	21,1	19,0
Prises de commandes	778,1	630,1	23,5	21,5

¹⁾ À taux de change constant

Les prises de commandes ont aussi connu un développement exceptionnel. Au premier semestre 2019, les commandes ont augmenté plus vite que le chiffre d'affaires, gagnant 21,5 % pour atteindre 778,1 millions d'euros (déclaré : + 23,5 %). Cette évolution s'explique principalement par une hausse des activités de grands projets et un développement très dynamique dans la zone Asie | Pacifique.

Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans toutes les régions où le groupe est présent. Les revenus EMEA ont connu une croissance considérable de 14,1 % à taux de change constant et s'établissent à 288,0 millions d'euros (déclaré : + 14,2 %). Cette région concentre la plus large part du chiffre d'affaires du groupe : 41 %.

Chiffre d'affaires, part et croissance¹⁾ par région²⁾ en millions € sauf indications particulières



¹⁾ À taux de change constant

²⁾ Selon la localisation des clients

La région Amériques a représenté environ 35 % du chiffre d'affaires total du groupe et enregistré une croissance significative de 19,8 % à taux de change constant, pour atteindre 251,8 millions d'euros (déclaré : + 24,7 %) alors que les résultats étaient déjà élevés l'année précédente.

La région Asie | Pacifique, qui représente près de 24 % du chiffre d'affaires consolidé total, s'avère la plus dynamique. Son chiffre d'affaires a bondi de 27,1 % à taux de change constant pour s'établir à 169,6 millions d'euros (déclaré : + 28,9 %).

Rentabilité encore renforcée

Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA, résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Afin de fournir une image exhaustive et transparente de la rentabilité récurrente du groupe, Sartorius Stedim Biotech présente un résultat corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant).

Sartorius Stedim Biotech a fortement augmenté ses revenus au premier semestre 2019. L'EBITDA courant a bondi de 26,2 %, à 205,3 millions d'euros. Grâce à des économies d'échelle et malgré la hausse des activités de grands projets, la marge correspondante est en progression, passant de 27,8 % pour la même période de l'exercice précédent à 28,9 %. Comme prévu, près d'un demi-point de pourcentage de cette augmentation découle des modifications de la norme IFRS 16, qui est appliquée pour la première fois en 2019.

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

En millions €	6 mois 2019	6 mois 2018	Δ en %
EBIT (résultat opérationnel)	167,2	129,7	28,9
Éléments non récurrents	6,0	6,3	-5,1
Dépréciations et amortissements	32,1	26,7	20,0
EBITDA courant	205,3	162,8	26,2

L'EBIT consolidé, avec éléments non récurrents de -6,0 millions d'euros (S1 2018 : -6,3 millions d'euros), dépréciations et amortissements, atteint 167,2 millions d'euros contre 129,7 millions d'euros pour l'exercice précédent. Les éléments non récurrents se rapportent principalement aux frais engagés dans divers projets du groupe et pour l'introduction des nouveaux systèmes informatiques. La marge d'EBIT consolidé a progressé pendant la période considérée, de 22,1 % l'année précédente à 23,6 %.

Le résultat financier s'établit à -2,8 millions d'euros au premier semestre 2019, par rapport à -5,2 millions d'euros pour l'exercice précédent. Cette évolution est principalement imputable aux effets de valorisation liés aux passifs en devises et aux instruments de couverture.

Lors de la période considérée, le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a connu une augmentation spectaculaire de 32,9 %, passant de 91,0 à 120,9 millions d'euros. Le taux d'imposition du groupe s'est maintenu à 26,0 %.

Forte hausse du résultat net courant

Le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle enregistre une progression significative de 26,4 %, de 103,7 à 131,1 millions d'euros. Ce chiffre est calculé par retraitement des éléments non récurrents, élimination des amortissements sans effet sur la trésorerie et ajustements de valeur découlant des instruments de couverture. Il est basé sur le résultat financier normalisé et sur les effets d'impôts correspondants pour chacun de ces éléments. Le résultat net courant par action a ainsi augmenté de 1,12 à 1,42 euro.

En millions €	6 mois 2019	6 mois 2018
EBIT (résultat opérationnel)	167,2	129,7
Effets non récurrents	6,0	6,3
Amortissement IFRS 3	6,9	8,4
Résultat financier normalisé ¹⁾	-2,1	-2,8
Impôt sur les bénéfices normalisé (2019 : 26 %, 2018 : 26 %) ²⁾	-46,3	-36,8
Résultat net courant	131,8	104,8
Participations ne donnant pas le contrôle	-0,7	-1,1
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	131,1	103,7
Résultat net courant par action (en €)	1,42	1,12

¹⁾ Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux emprunts en devises

²⁾ Impôt sur les bénéfices avec prise en compte du taux d'imposition moyen du groupe, basé sur le résultat courant avant taxes

Augmentation sensible du flux de trésorerie opérationnelle

Pendant les six premiers mois de l'exercice en cours, Sartorius Stedim Biotech a augmenté son flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle, qui s'établit à 140,0 millions d'euros par rapport à 106,1 millions d'euros l'année précédente (+ 32,0 %). Cette progression est en grande partie imputable à l'amélioration du résultat.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement est retombé à 63,8 millions d'euros pendant la période considérée (- 30,3 %). Les dépenses d'investissement du premier semestre sont liées à l'agrandissement de l'usine de Yauco, à Porto Rico, et aux capacités supplémentaires de fabrication de filtres générées sur le site de Göttingen, en Allemagne. De nouveaux sites de production ont été achevés et inaugurés sur les deux sites au cours de la période considérée.

rée. Lors de l'exercice précédent, Sartorius Stedim Biotech avait acquis des actifs logiciels de Sartorius AG après l'implémentation des principaux éléments du nouvel ERP. En raison de cette transaction, les dépenses d'investissement de l'année dernière ont été temporairement plus élevées, mais il était prévu qu'elles diminuent dans le courant de l'année. Comme anticipé, le ratio d'investissement a nettement diminué au premier semestre 2019 et s'est établi à 9,0 % contre 15,9 %¹⁾ l'année précédente.

Une situation financière toujours robuste

Le total du bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté pour atteindre 1 693,8 millions d'euros en fin de période, au 30 juin 2019, par rapport à 1 571,5 millions d'euros au 31 décembre 2018. Cette hausse est essentiellement due aux investissements dans les capacités de production et à l'augmentation des stocks et créances clients.

Les capitaux propres ont augmenté de 1 044,9 millions d'euros à 1 107,2 millions d'euros entre le 31 décembre 2018 et la date de clôture. Le ratio de capitaux propres se maintient au niveau satisfaisant de 65,4 % (66,5 % au 31 décembre 2018).

L'endettement brut a augmenté, de 149,6 millions d'euros au 31 décembre 2018 à 170,8 millions d'euros au 30 juin 2019. L'endettement net a aussi progressé, de 125,7 millions d'euros au 31 décembre 2018 à 145,3 millions d'euros à la fin de la période.

Le ratio endettement net / EBITDA courant est de 0,4, contre 0,4 en fin d'exercice 2018.

Les effectifs continuent d'augmenter

Au 30 juin 2019, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 5 947 collaborateurs dans le monde. L'effectif a donc augmenté de 310 personnes, soit environ 5,5 %, depuis le 31 décembre 2018. Du point de vue géographique, l'Asie | Pacifique a connu la plus forte hausse des effectifs : 7,3 %, pour atteindre 799 collaborateurs. Dans la zone EMEA, les effectifs ont progressé d'environ 5,0 % pendant la période considérée, pour atteindre 4 214 collaborateurs. Sartorius Stedim Biotech comptait 934 collaborateurs dans la région Amériques à la fin de la période considérée (par rapport à 879 au 31 décembre 2018).

¹⁾ Dès 2019, les dépenses d'investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d'investissement retraité : 15,6 % au 1er semestre 2018, 14,6 % pour l'exercice 2018.

Risques et opportunités

La situation du groupe Sartorius Stedim Biotech en termes de risques et d'opportunités n'a subi aucun changement matériel depuis la publication du rapport annuel 2018. C'est pourquoi nous renvoyons le lecteur aux pages 35 et suivantes du rapport annuel intitulé Document de référence 2018 pour consulter la description détaillée des risques et opportunités, ainsi que du système de gestion des risques, du groupe Sartorius Stedim Biotech.

Perspectives de développement de l'activité

Un environnement sectoriel toujours favorable

Les tendances décrites aux pages 47-49 de notre rapport annuel 2018 se confirment et ont toujours le même impact sur le développement de l'activité du groupe Sartorius.

Les dernières estimations prévoient un taux de croissance annuel composé de 3 % à 6 % pour le marché pharmaceutique mondial entre 2019 et 2023. Pour le sous-segment de la biopharmacie, les observateurs de marché continuent de tabler sur une très forte croissance annuelle, de 8 % à 9 % en moyenne, alimentée par la demande croissante de produits biopharmaceutiques partout dans le monde. Cette croissance profitera aussi des produits biopharmaceutiques déjà autorisés qui pénètrent actuellement le marché, de l'élargissement du périmètre de leurs indications et de la solidité du portefeuille de projets de recherche et développement dans cette industrie.

Sources : The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, janvier 2019 ; EvaluatePharma: World Preview 2019, Outlook to 2025.

Les objectifs pour tout l'exercice 2019 revus à la hausse

Les résultats du premier semestre et le haut niveau des prises de commandes conduisent la direction du groupe Sartorius Stedim Biotech à élever ses projections pour tout l'exercice 2019.

On prévoit désormais une augmentation du chiffre d'affaires de 12 % à 16 % à taux de change constant, alors que la projection précédente n'était que de 7 % à 11 %. En matière de rentabilité, la direction confirme l'augmentation anticipée de la marge d'EBITDA courant de l'entreprise à hauteur d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière (28,2 %). Environ 0,5 point de pourcentage devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis que le reste devrait résulter des modifications des normes comptables IFRS.¹⁾

On prévoit toujours un ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires d'environ 11 %, soit une baisse par rapport à l'exercice précédent (14,6 %).²⁾

Quant à la situation financière, la direction maintient sa prévision d'un ratio endettement net / EBITDA courant légèrement inférieur au niveau de 0,4 enregistré pour l'exercice précédent.

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

¹⁾ La norme IFRS 16 doit être appliquée dès 2019 et vise le traitement comptable des contrats de location. Cela implique l'inscription des paiements de loyers à plus long terme en tant que dépréciations au bilan et entraîne ainsi un EBITDA légèrement supérieur.

²⁾ Dès 2019, les dépenses d'investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d'investissement retraité : 15,6 % au 1er semestre 2018, 14,6 % pour l'exercice 2018.

Faits marquants après la date de clôture

Aucun fait marquant n'est survenu depuis la fin du premier semestre 2019.

Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global

	2 ^{ème} trimestre 2019 en millions € ¹⁾	2 ^{ème} trimestre 2018 en millions € ¹⁾	6 mois 2019 en millions €	6 mois 2018 en millions €
Chiffre d'affaires	366,4	304,6	709,3	585,7
Coût des ventes	- 177,8	- 145,5	- 343,4	- 279,3
Marge brute	188,6	159,1	365,9	306,3
Frais commerciaux et de distribution	- 59,7	- 54,1	- 117,0	- 104,3
Frais de recherche et développement	- 19,0	- 15,0	- 36,7	- 32,0
Frais généraux	- 18,6	- 15,9	- 38,1	- 32,2
Autres produits et charges opérationnelles	- 4,2	- 2,0	- 6,9	- 8,1
EBIT (Résultat opérationnel)	87,2	72,1	167,2	129,7
Produits financiers	2,1	- 0,5	3,9	2,1
Charges financières	- 1,2	- 3,0	- 6,8	- 7,3
Résultat financier	0,9	- 3,6	- 2,8	- 5,2
Résultat avant impôts	88,0	68,5	164,4	124,5
Impôt sociétés	- 22,9	- 17,8	- 42,7	- 32,4
Résultat net de la période	65,2	50,7	121,7	92,1
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	64,8	50,1	120,9	91,0
Participations ne donnant pas le contrôle	0,3	0,6	0,7	1,1
Résultat net par action (€)	0,70	0,54	1,31	0,99
Résultat net dilué par action (€)	0,70	0,54	1,31	0,99

¹⁾ Données non auditées ni revues

Etat des autres éléments du résultat global

	2 ^{ème} trimestre 2019 en millions € ¹⁾	2 ^{ème} trimestre 2018 en millions € ¹⁾	6 mois 2019 en millions €	6 mois 2018 en millions €
Résultat net de la période	65,2	50,7	121,7	92,1
Couvertures des flux de trésorerie	1,0	-9,4	-2,0	-6,9
dont partie efficace de la variation de juste valeur	3,6	-6,7	-0,5	-1,2
dont reclassées en résultat	-2,6	-2,7	-1,4	-5,7
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	-0,3	2,8	0,6	2,1
Écarts de conversion	-10,9	8,5	-2,0	1,3
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	- 10,2	1,9	- 3,4	- 3,5
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	-3,6	0,0	-3,6	0,0
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	1,3	0,0	1,3	0,0
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	- 2,3	0,0	- 2,3	0,0
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	- 12,6	1,9	- 5,7	- 3,5
Résultat global net d'impôt	52,6	52,6	115,9	88,6
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	52,5	51,9	115,5	87,6
Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	0,7	0,5	1,0

1) Données non auditées ni revues

Etat de la situation financière

Actif	30 Juin 2019 en millions €	31 déc. 2018 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	383,3	384,7
Autres immobilisations incorporelles	179,5	177,5
Immobilisations corporelles	498,7	436,0
Immobilisations financières	5,9	5,6
Autres actifs	0,7	0,6
Actifs d'impôts différés	16,6	14,5
	1 084,6	1 018,9
Actifs courants		
Stocks	285,9	252,0
Créances clients	247,4	220,2
Autres actifs financiers	10,8	22,0
Actifs d'impôts exigibles	8,6	13,0
Autres actifs	30,9	21,3
Trésorerie et équivalents	25,5	24,0
	609,1	552,5
Total actif	1 693,8	1 571,5
Passif	30 Juin 2019	31 déc. 2018
	en millions €	en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	1 099,2	1 036,4
Capital social	18,4	18,4
Réserves	231,5	231,5
Bénéfices non distribués et autres réserves	849,2	786,4
Participations ne donnant pas le contrôle	8,0	8,5
	1 107,2	1 044,9
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	39,6	35,6
Autres provisions	3,2	2,9
Emprunts et dettes financières	42,0	43,1
Passifs de loyers	39,3	15,0
Autres passifs financiers	9,0	8,9
Passifs d'impôts différés	37,3	39,1
	170,4	144,6
Passifs courants		
Provisions	11,5	12,3
Dettes fournisseurs	173,2	154,6
Emprunts et dettes financières	79,7	89,8
Passifs de loyers	9,8	1,7
Avantages au personnel	42,4	39,3
Autres passifs financiers	16,6	14,3
Passifs d'impôts exigibles	41,9	33,1
Autres passifs	41,1	36,9
	416,2	382,0
Total capitaux propres et passif	1 693,8	1 571,5

Tableau de flux de trésorerie

	6 mois 2019 en millions €	6 mois 2018 en millions €
Résultat avant impôts	164,4	124,5
Résultat financier	2,8	5,2
Amortissement Dépréciation des immobilisations	32,3	26,7
Variation des provisions	-0,4	-2,2
Variation des actifs courants et autres actifs	-27,6	-21,8
Variation des stocks	-33,5	-29,2
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	33,5	33,8
Impôts décaissés	-31,7	-31,6
Autres éléments non financiers	0,1	0,7
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	140,0	106,1
Investissements	-63,8	-91,6
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-63,8	-91,6
Intérêts reçus	0,6	0,1
Intérêts payés et autres charges financières	-5,0	-0,5
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	-52,5	-42,4
- aux participations ne donnant pas le contrôle	-1,0	-0,8
Remboursements d'emprunts	-17,4	-4,9
Souscriptions d'emprunts	0,7	27,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-74,6	-20,6
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1,6	-6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	24,0	32,6
Incidences des variations du cours des devises de la période	0,0	-0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	25,5	25,8

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
Solde au 31 dec. 2017	18,4	231,5	11,4	- 11,2	612,7	9,1	872,0	7,4	879,5
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
Solde au 1^{er} janv. 2018	18,4	231,5	11,4	- 11,2	613,0	9,1	872,3	7,4	879,8
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
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	- 4,8	0,0	0,0	1,4	- 3,4	- 0,1	- 3,5
Résultat global net d'impôt	0,0	0,0	- 4,8	0,0	91,0	1,4	87,6	1,0	88,6
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
Solde au 30 juin 2018	18,4	231,5	6,6	- 11,1	661,4	10,5	917,3	7,6	924,9
Solde au 1^{er} janv. 2019	18,4	231,5	3,4	- 10,9	778,4	15,5	1 036,4	8,5	1 044,9
Résultat net de la période	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	0,0	120,9	0,7	121,7
Couvertures des flux de trésorerie	0,0	0,0	- 2,0	0,0	0,0	0,0	- 2,0	0,0	- 2,0
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	0,0	0,0	- 3,6	0,0	0,0	- 3,6	0,0	- 3,6
Écarts de conversion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 1,8	- 1,8	- 0,2	- 2,0
Impôts différés	0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	- 1,4	- 2,3	0,0	- 1,8	- 5,5	- 0,2	- 5,7
Résultat global net d'impôt	0,0	0,0	- 1,4	- 2,3	120,9	- 1,8	115,5	0,5	115,9
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	- 52,5	0,0	- 52,5	- 1,0	- 53,5
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	- 0,1	0,0	- 0,1	0,0	- 0,1
Solde au 30 juin 2019	18,4	231,5	2,0	- 13,2	846,7	13,7	1 099,2	8,0	1 107,2

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 amortisse-

ments, 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

	6 mois 2019	6 mois 2018
	en millions €	en millions €
Chiffre d'affaires	709,3	585,7
EBITDA courant du secteur opérationnel	205,3	162,8
Dépréciation et amortissement	- 32,1	- 26,7
Éléments non récurrents	- 6,0	- 6,3
EBIT (Résultat opérationnel)	167,2	129,7
Résultat financier	- 2,8	- 5,2
Résultat avant impôt	164,4	124,5

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 consistant à opérer en tant que « fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients du segment "Biopharma".

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

	Chiffre d'affaires	
	6 mois 2019	6 mois 2018
	en millions €	en millions €
EMEA	288,0	252,1
Amériques	251,8	202,0
Asie Pacifique	169,6	131,6
Groupe	709,3	585,7

Note aux états financiers intermédiaires

1. Présentation du groupe

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux d'équipements et de services de pointe permettant au secteur biopharmaceutique de développer et de fabriquer efficacement des médicaments en toute sécurité. En tant que fournisseur de solutions globales, Sartorius Stedim Biotech propose un portefeuille couvrant presque toutes les étapes de la fabrication biopharmaceutique. La société se concentre sur les technologies à usage unique et les services créateurs de valeur ajoutée afin de répondre aux exigences technologiques en constante évolution de l'industrie qu'il sert. Avec ses propres sites de fabrication et de recherche & développement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi qu'un réseau international de sociétés commerciales, Sartorius Stedim Biotech a une portée mondiale.

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 2019 au 30 juin 2019 ont été arrêtés sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 18 juillet 2019.

2. Base de préparation

Les comptes consolidés condensés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2019 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 2018. 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 2018.

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 2019 et disponibles sur le site :

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 2018. 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 2018 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 101. Aucune nouvelle entité n'est entrée dans le périmètre de consolidation au 30 juin 2019.

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 au 31 décembre 2018. Les nouveaux jugements significatifs liés au traitement comptable des contrats de location côté preneur dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16 sont décrits à la section 4.

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 2015 - 2017 (publiées en décembre 2017), Amendements à IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 et IAS 23,

- Amendements à IAS 19 - Modification, réduction ou liquidation d'un régime,

- Amendements à IAS 28 – Intérêts à long terme dans les entreprises associées et coentreprises,
- Amendements à IFRS 9 – Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative,
- IFRIC 23 – Incertitudes relatives aux traitements fiscaux,
- IFRIC 16 – Contrats de location.

A l'exception de la norme IFRS 16, l'application des nouvelles normes n'a pas eu d'incidence sur les états financiers consolidés. Pour les preneurs à bail, la norme IFRS 16 élimine la distinction entre les contrats de location simple et les contrats de location-financement. Au lieu de cela, la norme introduit un modèle unique de comptabilisation au bilan des contrats de location. Un preneur reconnaît un droit d'utilisation d'un actif de location ainsi qu'une dette de loyer au titre de son obligation à payer le loyer.

Le groupe utilise les exemptions pour les contrats de location à court terme et les contrats de location d'actifs de faible valeur et comptabilise les paiements de location de ces contrats en charges, généralement de manière linéaire sur la durée du contrat. En conséquence, aucun actif de droit d'utilisation et aucun passif de location ne sont comptabilisés pour ces contrats de location. En outre, aucun droit d'utilisation ni passif de contrat de location n'est comptabilisé pour les contrats de location entre les entités du groupe. De plus, le groupe n'applique pas la norme aux contrats de location d'immobilisations incorporelles.

Dans l'état de la situation financière, le groupe présente l'actif du droit d'utilisation en fonction de la nature de l'actif du contrat de location sous-jacent dans la rubrique « immobilisations corporelles ». Les actifs liés au droit d'utilisation sont comptabilisés à leur coût déduction faite de l'amortissement cumulé et des éventuelles pertes de valeur. Le coût des actifs bénéficiant du droit d'utilisation comprend la valeur actuelle des loyers futurs, tous les paiements versés au début du bail ou avant le commencement du bail, les éventuels coûts directs initiaux, ainsi que les coûts de démantèlement ou de retrait de l'actif du contrat de location. Les actifs bénéficiant du droit d'utilisation sont généralement amortis sur la durée du contrat de location. Si le transfert de la propriété légale du contrat de location est prévu à la fin de la durée du contrat, le droit d'utilisation est déprécié sur la durée de vie économique du contrat. Dans l'état du résultat net, l'amortissement est comptabilisé dans les coûts opérationnels.

Les passifs liés aux contrats de location sont présentés séparément dans l'état de la situation financière. Les passifs au titre des contrats de location sont initialement comptabilisés à un montant égal à la valeur actualisée des paiements futurs au titre de la location. En règle générale, le taux d'emprunt différentiel propre au pays et la durée du contrat de location sont utilisés pour l'actualisation. Par la suite, la valeur comptable des obligations locatives est augmentée des intérêts débiteurs et réduite des paiements locatifs. Les intérêts débiteurs sont comptabilisés dans le résultat financier.

La comptabilisation du bailleur est comparable à celle de la norme antérieure IAS 17, c'est-à-dire que les bailleurs continuent de classer les contrats de location en tant que contrats de location-financement ou en contrats de location simple.

La méthode de transition et les effets de l'application initiale de la norme sur le rapport financier intermédiaire sont décrits ci-après.

Application initiale de la norme IFRS 16 – Contrats de location

Le groupe applique pour la 1^{ère} fois la norme IFRS 16 pour la période de reporting 2019. Par conséquent, la date d'application initiale est le 1^{er} janvier 2019. Conformément à la norme, le groupe applique la norme IFRS 16 selon la méthode de transition rétrospective modifiée. Par conséquent, l'effet cumulatif de l'application initiale de la norme est comptabilisé le 1^{er} janvier 2019. Aucun impact significatif relatif à la transition ne doit être comptabilisé dans les résultats non distribués. Conformément aux règles de transition, le groupe n'ajuste pas les éléments chiffrés de l'exercice précédent.

Le groupe est principalement concerné par la nouvelle norme dans son rôle de locataire car ses activités de bailleur ne sont pas significatives. Pour les contrats de location précédemment classés en tant que contrats de location simple au sens de la norme IAS 17, le groupe a comptabilisé un passif au titre de la location le 1^{er} janvier 2019. Le passif a été évalué sur la base de la valeur actuelle des loyers restants, actualisés en utilisant le taux d'emprunt incrémental respectif du groupe à la date de la demande initiale. Le taux d'emprunt marginal moyen pondéré était de 2,1 %. À la même date, pour chacun de ces contrats de location, un droit d'utilisation a été comptabilisé pour un montant égal au passif du contrat de location correspondant, ajusté pour tout paiement de location prépayé ou différé. À la date de la demande initiale, les coûts directs initiaux n'étaient pas pris en compte lors de

l'évaluation des actifs liés au droit d'utilisation. En outre, le groupe n'a pas procédé à un test de dépréciation mais s'est fondé sur son évaluation afin de déterminer si un contrat de location était onéreux conformément à la norme IAS 37, immédiatement avant la date d'application initiale de la nouvelle norme. Sur cette base, aucun ajustement n'était nécessaire à la date de la demande initiale.

Aucun passif au titre de contrats de location et aucun droit d'utilisation n'a été comptabilisé lors de l'application initiale de la norme IFRS 16 pour les contrats de location à court terme et les contrats de location d'actifs de faible valeur qui étaient auparavant classés dans les contrats de location simple. Conformément à la norme, les paiements de location pour ces contrats sont comptabilisés en charges de manière linéaire sur la durée du contrat. Quelle que soit leur durée de location initiale, les contrats de location pour lesquels la durée restante ne dépassait pas 12 mois à compter de la date d'application initiale n'étaient généralement pas considérés comme des passifs au titre de contrats de location et des actifs liés au droit d'utilisation. La comptabilisation de ces contrats de location suit la comptabilisation générale des contrats de location à court terme. La durée restante des contrats de location a été déterminée en fonction de la connaissance du groupe au 1^{er} janvier 2019.

Pour les contrats de location précédemment classés en tant que contrats de location-financement et qui figuraient donc déjà dans l'état de la situation financière du groupe, les valeurs comptables des actifs et des passifs correspondants au 31 décembre 2018 étaient considérées comme des valeurs comptables du droit à utiliser des actifs et des passifs au titre de la location à la date d'application initiale de l'IFRS 16 sans aucun ajustement.

Au titre de la transition d'IFRS 16, des actifs liés au droit d'utilisation d'un montant de 47 millions d'euros (dont 15 millions d'euros liés à des contrats de location précédemment classés en tant que contrats de location-financement) ainsi que des passifs de contrats de location d'un montant de 49 millions d'euros (dont 17 millions d'euros liés à des contrats de location précédemment classés en tant que contrats de location-financement) ont été comptabilisés au 1^{er} janvier 2019. Comme attendu, la nouvelle norme a entraîné une augmentation des actifs totaux d'environ 32 millions d'euros à la date de l'application initiale. Cela correspond à une réduction du ratio des fonds propres d'un peu plus d'un point de pourcentage.

Sur la base des engagements financiers découlant des contrats de location simple conformément à IAS 17 au 31 décembre 2018, le rapprochement avec le solde d'ouverture des passifs au titre de la location au 1^{er} janvier 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous :

En millions €	
Obligations financières découlant d'engagements de location simple conformément à IAS 17 au 31 décembre 2018	42
Dont baux à court terme	- 2
Dont location d'actifs de faible valeur	- 1
Autres	- 5
Obligations financières pertinentes découlant de contrats de location simple (non actualisés)	34
Escomptés	- 2
Obligations financières liées aux contrats de location simple (actualisées)	32
Valeur comptable des passifs liés aux contrats de location-financement selon IAS 17 au 31 décembre 2018	17
Valeur comptable des passifs liés aux contrats de location conformément à IFRS 16 à compter du 1^{er} janvier 2019	49

Au 30 juin 2019, les dettes de location s'élevaient à 49 millions d'euros. Ce montant inclut les dettes au titre de contrats de location-financement existant au 31 décembre 2018 pour un montant de 16 millions d'euros. Le tableau ci-dessous présente la composition des actifs liés au droit d'utilisation inclus dans les « immobilisations corporelles » à la date de la première application et au 30 juin 2019. Des actifs de 14 millions d'euros liés à des contrats de location-financement qui existaient déjà au 31 décembre 2018 sont inclus dans ces actifs liés au droit d'utilisation au 30 juin 2019. L'amortissement total des actifs liés au droit d'utilisa-

tion s'élève à 5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2019.

Actifs liés au droit d'utilisation		
En millions €	1er janvier 2019	30 Juin 2019
Terrains, constructions et agencements des constructions	42	42
Installations techniques, matériels et outillages	2	2
Equipement atelier et matériel de bureau	3	3
Actifs avec droit d'utilisation	47	48

5. Parties liées

Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius AG détient directement ou indirectement 74,3 % des actions et 85,5 % 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, intègre de nombreuses fonctions groupe 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 2018 (pages 132 et 133).

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 2019 selon la norme IFRS 9 et au 31 décembre 2018 selon la norme IFRS 9.

En millions €	Catégories (IFRS 9)	30 Juin 2019 Valeur comptable	30 Juin 2019 Juste valeur	31 décembre 2018 Valeur comptable	31 décembre 2018 Juste valeur
Investissements dans les sociétés non consolidées	n.a.	0,1	0,1	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	0,1	0,1
Immobilisations financières	Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat	0,8	0,8	0,7	0,7
Immobilisations financières	Mesuré au coût amorti	4,9	4,9	4,8	4,8
Actifs financiers (non-courants)		5,9	5,9	5,6	5,6
Montants dus par les clients pour travaux sous contrats (actifs contractuels)	n.a.	8,0	8,0	3,9	3,9
Créances clients	Mesuré au coût amorti	239,4	239,4	216,3	216,3
Créances clients		247,4	247,4	220,2	220,2
Créances et autres actifs	Mesuré au coût amorti	9,9	9,9	19,2	19,2
Dérivés - instruments de couverture*	n.a.	0,9	0,9	2,8	2,8
Autres actifs financiers (courants)		10,8	10,8	22,0	22,0
Trésorerie et équivalents	Mesuré au coût amorti	25,5	25,5	24,0	24,0
Emprunts & autres passifs financiers	Passifs financiers évalués au coût amorti	121,7	121,9	132,9	133,2
Fournisseurs et comptes rattachés	Passifs financiers évalués au coût amorti	106,8	106,8	103,6	103,6
Dettes fournisseurs avances et acomptes sur commandes	n.a.	66,4	66,4	51,0	51,0
Fournisseurs et comptes rattachés		173,2	173,2	154,6	154,6
Dérivés - instruments de couverture*	n.a.	0,5	0,5	1,3	1,3
Autres passifs financiers	Passifs financiers évalués au coût amorti	25,1	25,0	21,9	21,3
Autres passifs financiers		25,6	25,5	23,2	22,6

* 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 2019, 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 52,5 millions d'euros.

Audit

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2018 : 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 2019

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 2019

Aux actionnaires de la société SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.

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 2019 au 30 juin 2019, 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.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4 qui expose le changement de méthode relatif à l'application de la norme IFRS 16 « Contrat de location » à compter du 1er janvier 2019.

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 18 juillet 2019

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

John Evans

Deloitte & Associés

Philippe Battisti

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 20, 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

Information trimestrielle janvier à septembre 2019	22 octobre 2019
Publications des résultats préliminaires pour l'année 2019	Janvier 2020
Assemblée générale annuelle des actionnaires Aubagne, France	24 mars 2020
Information trimestrielle janvier à mars 2020	Avril 2020

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 Kirchhoff

Head of Corporate Communications & IR
Tél. + 49.551.308.1686
petra.kirchhoff@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.