



sartorius stedim
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech
Rapport financier semestriel de janvier à juin 2016

2016

Chiffres clés du premier semestre 2016

en millions € sauf indications particulières				
	1er semestre 2016	1er semestre 2015	Variation en %	Variation en % cc ¹
Chiffres d'affaires et prises de commandes				
Chiffre d'affaires	508,8	422,0	20,6	22,3
Prises des commandes	558,8	467,4	19,6	21,6
Résultat				
EBITDA courant ²	136,4	106,5	28,0	
Marge d'EBITDA ² en %	26,8	25,2		
Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle ³	83,5	62,9	32,6	
Donnés financières par action				
Résultat net par action ³	0,91	0,68 ⁴	32,6	
	30 juin 2016	31 décembre 2015		
Bilan Situation financière				
Total du bilan	1 143,8	1 066,1		
Capitaux propres	677,2	647,2		
Pourcentage de capitaux propres en %	59,2	60,7		
Endettement net	108,6	86,4		
Ratio endettement net EBITDA courant ²	0,4	0,4		

Chiffres clés du deuxième trimestre 2016⁵

en millions € sauf indications particulières				
	2ième trimestre 2016	2ième trimestre 2015	Variation en %	Variation en % cc ¹
Chiffres d'affaires et prises de commandes				
Chiffre d'affaires	263,0	217,6	20,9	23,5
Prises des commandes	284,7	243,3	17,0	20,2
Résultat				
EBITDA courant ²	71,8	55,7	28,7	
Marge d'EBITDA ² en %	27,3	25,6		
Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle ³	44,1	33,3	32,3	
Donnés financières par action				
Résultat net par action ³	0,48	0,36 ⁴	32,4	

¹ cc = à taux de change constant

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

³ 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.

⁴ Ajusté suite à la division de l'action

⁵ Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité

Situation sectorielle

Le secteur continue à se développer positivement

Les clients du groupe Sartorius Stedim Biotech, sont principalement rattachés aux industries biopharmaceutiques et pharmaceutiques, et l'activité du groupe est ainsi particulièrement exposée à l'évolution de cette industrie.

IMS Health, l'institut international d'études du marché, estime que le marché pharmaceutique international a progressé d'environ 6 % en moyenne au cours des dernières années. Les zones géographiques Asie et Amérique Latine ont apporté une contribution supérieure à la moyenne à cette croissance, en raison de l'expansion de leurs systèmes de santé publique et de la hausse des dépenses des consommateurs.

Le marché des produits pharmaceutiques fabriqués à partir de procédés biopharmaceutiques occupe depuis un certain nombre d'années une place considérable sur le marché pharmaceutique mondial et affiche actuellement une croissance particulièrement soutenue. Cette performance s'explique principalement par de nombreuses nouvelles autorisations de mises sur le marché de produits biopharmaceutiques et par la pénétration croissante des médicaments existants. La part occupée dans le chiffre d'affaires du marché biotechnologique a presque doublé au cours des dix dernières années et représente désormais environ 24 % du marché pharmaceutique mondial. Dans le même temps, six traitements biologiques sont parmi les dix meilleures ventes de produits pharmaceutiques.

Les médicaments biosimilaires, à savoir, les médicaments biothérapeutiques similaires aux produits biologiques initialement brevetés, jouent un rôle de plus en plus significatif car de nombreux brevets sont proches de l'expiration. Par exemple, sept médicaments biosimilaires ont été soumis à autorisation sur le marché phare des États-Unis à la fin de l'année dernière et le premier anticorps biosimilaire a été autorisé par la FDA, l'autorité de santé américaine, au cours de la période considérée.

Les méthodes de production biotechnologique sont beaucoup plus complexes et coûteuses que les méthodes traditionnelles. C'est pourquoi les professionnels du secteur cherchent en permanence à développer des technologies de production plus efficaces. Les produits à usage unique jouent un rôle déterminant dans cet effort. Ils réduisent considérablement les coûts de production, offrent une plus grande flexibilité et contribuent à accélérer la mise sur le marché.

Sources : IMS Health : Delivering on the Potential of Biosimilars Medicines, mars 2016 ; Global Medicines Use in 2020, novembre 2015 ; TOP 20 Global Products, décembre 2015 ; EvaluatePharma : World Preview 2015, Outlook to 2020, juin 2015 ; www.gabionline.net, 8.4.2016

Evolution des activités du groupe

- Performance solide maintenue dans un contexte de marché dynamique.
- Forte croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et des résultats, prises de commandes supérieures aux attentes.
- Relèvement des prévisions pour l'exercice 2016.

Croissance à deux chiffres soutenue du chiffre d'affaires

Au premier semestre 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré des taux de croissance soutenus dans un contexte de marché encore dynamique.

Chiffres d'affaires et prises de commandes

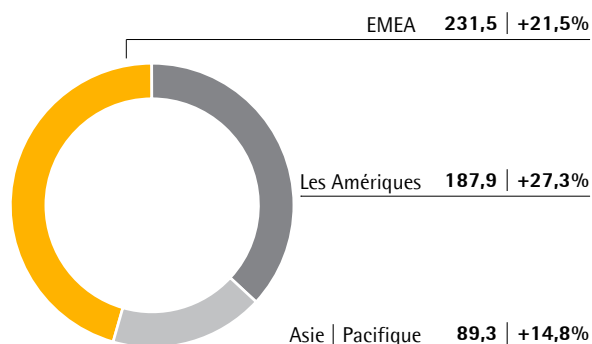
en millions €	1er semestre 2016	1er semestre 2015	en %	Δ en % cc ¹
Chiffre d'affaires	508,8	422,0	20,6	22,3
Prises des commandes	558,8	467,4	19,6	21,6

¹ cc = A taux de change constant

Ainsi, le chiffre d'affaires a nettement progressé, de 22,3 % à taux de change constant, passant de 422,0 millions d'euros à 508,8 millions d'euros (à taux de change réel : +20,6 %), tiré par la forte demande d'équipements et produits à usage unique. En complément d'une performance organique très soutenue, BioOutsource et Cellca respectivement consolidées en avril et juillet 2015 ont permis, en termes de croissance externe, de générer environ 3 points de pourcentage supplémentaires au cours de la période considérée.

Chiffre d'affaires et variation¹ par région²

en millions € sauf indications particulières



¹ A taux de change constant

² Selon la localisation des clients

Toutes les zones géographiques ont contribué à cette performance commerciale positive avec une forte croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires. Les Amériques, dont la part du chiffre d'affaires est d'environ 37 %, ont à nouveau affiché la plus forte augmentation, avec une hausse de 27,3 % à 187,9 millions d'euros (ressortant à +25,9 % à taux de change réel, soit 149,3 millions d'euros).

Les ventes de la zone EMEA, qui représentent environ 45 % du chiffre d'affaires, ont augmenté de 21,5 % pour atteindre 231,5 millions d'euros (+20,3 % à taux de change réel, soit 192,5 millions d'euros), tirée par les acquisitions de BioOutsource et Cellca.

Dans la zone Asie | Pacifique, qui représente environ 18 % du chiffre d'affaires total, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance de 14,8 %, soit 89,3 millions d'euros, au cours du premier semestre 2016 (+11,3 % à taux de change réel, soit 80,3 millions d'euros).

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

Les prises de commandes sont en hausse de 21,6% à taux de change constant et ont dépassé nos attentes en particulier en raison de commandes d'équipements plus conséquentes.

Amélioration continue de la rentabilité

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

Au premier semestre 2016, l'EBITDA courant de Sartorius Stedim Biotech a progressé de 28,0 %, passant de 106,5 millions d'euros à 136,4 millions d'euros. Les économies d'échelle générées par la croissance dynamique du chiffre d'affaires ont notamment contribué à cette hausse plus que proportionnelle des résultats. Ainsi, la marge d'EBITDA du groupe a progressé de 25,2 % à 26,8 %.

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	1er semestre 2016	1er semestre 2015	Δ en %
EBIT (Résultat opérationnel)	110,3	87,1	26,7
Éléments non récurrents	4,8	1,5	224,7
Dépréciation amortissement	21,2	17,9	18,4
EBITDA courant	136,4	106,5	28,0

Au cours de la période considérée, les éléments non récurrents se sont élevés à -4,8 millions d'euros (premier semestre 2015 : -1,5 million d'euros) et ont été attribuables à divers projets d'entreprise. L'EBIT consolidé, qui inclut tous les éléments non récurrents, les dépréciations et les amortissements, a augmenté passant de 87,1 millions d'euros à 110,3 millions d'euros ; la marge d'EBIT a atteint 21,7 %, contre 20,6 % l'année précédente.

Le résultat financier du groupe Sartorius Stedim Biotech s'affiche à -2,1 millions d'euros pour le premier semestre 2016, contre -12,6 millions d'euros l'année précédente. Cette variation s'explique par les effets de la valorisation liés aux engagements en devises et instruments de couverture.

Sur le premier semestre 2016, le résultat net part du groupe Sartorius Stedim Biotech S.A. a augmenté de 47,4% pour s'établir à 75,7 millions d'euros contre 51,4 millions d'euros pour le premier semestre 2015.

Hausse de 32,6 % du résultat net courant

Le résultat net courant attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech pour la période considérée a progressé de 32,6 %, passant de 62,9 millions d'euros à 83,5 millions d'euros. Ce résultat est calculé après retraitement des éléments non récurrents, hors effet des amortissements et ajustements de valeur des instruments de couverture. Il est basé sur le résultat financier et sur les charges d'impôts correspondantes pour chacun de ces éléments. Le résultat net courant par action a ainsi progressé, passant de 0,68 € à 0,91 €. Le chiffre de l'exercice précédent a été ajusté pour tenir compte de la division du nominal effective au 10 mai 2016.

en millions €	1er semestre 2016	1er semestre 2015
EBIT (résult opérationnel)	110,3	87,1
Éléments non-récurrents	4,8	1,5
Amortissement IFRS 3	7,0	5,4
Résultat financier normalisé ¹	- 2,9	- 3,2
Charge d'impôt normalisé (2016 : 29%, 2015 : 29%) ²	- 34,6	- 26,3
Résultat net courant	84,6	64,5
Participations ne donnant pas le contrôle	- 1,1	- 1,5
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	83,5	62,9
Résultat net courant par action en €	0,91	0,68 ³

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

² Charges courantes d'impôt basées sur le résultat courant avant taxes et dépréciation des éléments non monétaires

³ Ajusté suite à la division de l'action

Performance soutenue des flux de trésorerie

Au premier semestre 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré un flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle de 43,3 millions d'euros, contre 56,8 millions d'euros l'année précédente. La saisonnalité ainsi que la croissance liée à la hausse du besoin en fond de roulement ont particulièrement impacté ce chiffre.

Le flux net de trésorerie généré par les opérations d'investissement s'est élevé à -32,1 millions d'euros, en hausse par rapport au montant de -20,9 millions d'euros à fin juin 2015, comme prévu. Cette évolution reflète principalement la hausse des investissements pour le développement de nos capacités de production.

Du fait de l'absence d'acquisition au cours du premier semestre 2016, le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et aux acquisitions s'est élevé à -32,1 millions d'euros, contre -50,1 millions d'euros l'année précédente à rattacher au rachat de BioOutsource. Ainsi, le groupe Sartorius Stedim Biotech a intégralement financé ses investissements par des flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle.

La situation financière reste à un niveau confortable

Au 30 juin 2016, le bilan total du groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en hausse à 1 143,8 millions d'euros, contre 1 066,1 millions d'euros au 31 décembre

2015. Cette hausse est principalement la conséquence de l'augmentation du besoin en fonds de roulement.

Les fonds propres ont augmenté, passant de 647,2 millions d'euros à 677,2 millions d'euros entre le 31 décembre 2015 et le 30 juin 2016. À 59,2 %, le ratio capitaux propres | total bilan se maintient à un niveau confortable (31 décembre 2015 : 60,7 %).

Au 30 juin 2016, l'endettement brut s'élève à 147,1 millions d'euros, contre 118,3 millions d'euros au 31 décembre 2015. Outre l'accroissement d'un besoin en fonds de roulement, ce chiffre reflète les distributions de dividende. L'endettement net atteint 108,6 millions d'euros, contre 86,4 millions d'euros au 31 décembre 2015.

Le ratio endettement net | EBITDA courant, sur la base des 12 derniers mois, est resté inchangé par rapport à fin 2015 à 0,4.

Effectif de nouveau à la hausse

Au 30 juin 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 4 493 personnes dans le monde entier. Par rapport au 31 décembre 2015, l'effectif est en hausse de 291 collaborateurs, soit environ 7 %. D'un point de vue géographique, les embauches ont été les plus nombreuses dans la zone EMEA, avec le recrutement de 211 collaborateurs par le groupe.

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 2015. 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 52 et suivantes du Document de Référence 2015.

Le résultat du récent référendum en Grande Bretagne pour quitter la Communauté européenne ne devrait pas avoir de conséquences sur la situation générale de nos risques car Sartorius Stedim Biotech est sur des marchés relativement solides.

Perspectives de développement

Contexte sectoriel envisagé comme restant positif

Les tendances, telles que décrites aux pages 61 et 62 de notre Document de Référence 2015, demeurent inchangées pour ce qui concerne leurs impacts sur le développement du groupe Sartorius Stedim Biotech.

D'après les estimations les plus récentes, le taux de croissance annuel moyen du secteur pharmaceutique mondial devrait se situer entre 4 et 7 % pour la période 2015 à 2020. Pour le sous-segment biopharmaceutique, les analystes de marché prévoient un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de 8 à 9 % en raison de la pénétration future sur le marché des produits biopharmaceutiques déjà autorisés et de l'extension de leurs domaines de prescription, ainsi que du portefeuille très fourni de projets en recherche et développement dans ce domaine.

Sources : IMS Health : Delivering on the Potential of Biosimilars Medicines, mars 2016 ; Global Medicines Use in 2020, novembre 2015 ; EvaluatePharma : World Preview 2015, Outlook to 2020, juin 2015 et juin 2014.

Relèvement des objectifs pour l'exercice 2016

Sur la base de sa forte performance commerciale du premier semestre, de certaines commandes d'équipements plus importantes et de perspectives positives de l'ensemble de l'activité, la direction du groupe Sartorius Stedim Biotech a relevé comme suit ses prévisions pour l'exercice 2016 :

La croissance du chiffre d'affaires est désormais prévue entre environ 17 et 20 % à taux de change constant, dont environ 2 points de pourcentage de croissance liés aux acquisitions de BioOutsource et Cellca réalisées l'année précédente, et à notre dernière acquisition de kSep (pour plus d'informations, voir le chapitre « Événement postérieur à la clôture »). L'objectif initial y était auparavant fixé entre environ 12 et 16 % dont environ 1,5 point de pourcentage attribuable aux acquisitions.

La marge d'EBITDA courant devrait augmenter d'environ 1,5 point de pourcentage à taux de change constant par rapport aux environ 26,2 % de l'année précédente (objectif précédent : plus environ 1 point de pourcentage).

Pour 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech maintient ses prévisions d'investissements à hauteur d'environ 6 à 8 % du chiffre d'affaires, principalement pour le développement des capacités de production.

Concernant la situation financière du groupe, il est maintenu un objectif de ratio endettement net | EBITDA courant en repli par rapport au niveau de 0,4 enregistré en 2015, malgré l'acquisition de kSep. (Objectif précédent : au-dessous de 0,4, hors effet d'acquisitions potentielles). Cet objectif ne tient pas compte de toute acquisition ultérieure éventuelle.

Événement postérieur à la clôture

Le 6 juillet 2016, Sartorius Stedim Biotech a signé un contrat en vue de l'acquisition de la start-up américaine kSep Holdings, Inc., implantée à Morrisville, en Caroline du Nord (États-Unis). kSep développe et commercialise des systèmes de centrifugation entièrement automatisés à usage unique, utilisés dans la fabrication de produits biopharmaceutiques, complétant ainsi le portefeuille de produits de Sartorius Stedim Biotech. kSep devrait atteindre une croissance significative à deux chiffres et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de dollars avec une forte marge d'EBITDA à deux chiffres en 2016. L'opération valorise kSep à environ 28 millions de dollars et devrait être finalisée d'ici fin juillet 2016. Par conséquent, Sartorius Stedim Biotech envisage de consolider kSep sur une période d'environ cinq mois sur l'exercice 2016.

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

	2 ^{ème} trimestre 2016 en millions € ¹	2 ^{ème} trimestre 2015 en millions € ¹	6 mois 2016 en millions €	6 mois 2015 en millions €
Chiffre d'affaires	263,0	217,6	508,8	422,0
Coût des ventes	- 131,7	- 103,2	- 252,0	- 205,8
Marge brute	131,3	114,4	256,8	216,2
Frais commerciaux et de distribution	- 47,1	- 40,2	- 92,8	- 79,6
Frais de recherche et développement	- 12,5	- 10,2	- 24,1	- 20,0
Frais généraux	- 13,4	- 12,1	- 26,8	- 23,0
Autres produits et charges opérationnelles	1,1	- 6,1	- 2,8	- 6,5
EBIT (Résultat opérationnel)	59,5	45,8	110,3	87,1
Produits financiers	1,4	- 0,3	5,0	1,7
Charges financières	- 4,8	1,6	- 7,1	- 14,2
Résultat financier	- 3,4	1,3	- 2,1	- 12,6
Résultat avant impôts	56,1	47,1	108,2	74,5
Impôt sociétés	- 16,3	- 13,7	- 31,4	- 21,6
Résultat net de la période	39,8	33,4	76,9	52,9
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	39,3	32,7	75,7	51,4
Participations ne donnant pas le contrôle	0,5	0,8	1,1	1,5
Résultat net par action (€)	0,43	0,35	0,82	0,56
Résultat net dilué par action (€)	0,43	0,35	0,82	0,56

¹⁾ Données non auditées ni revues par les Commissaires aux comptes

Les chiffres de l'année précédente ont été ajustés comme suit :

- Désormais, le groupe comptabilise l'amortissement des frais de développement capitalisés avec le coût des ventes. Auparavant, ces dépenses étaient intégrées dans les dépenses de recherche et développement (incidence sur les dix premiers mois : 1,8 million d'euros).

- La finalisation au 31 décembre 2015 de la répartition du coût d'acquisition de la société BioOutsource Ltd. a été constatée (impact mineur sur le 1^{er} semestre 2016).

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

	2^{ème} trimestre 2016 en millions €¹	2^{ème} trimestre 2015 en millions €¹	6 mois 2016 en millions €	6 mois 2015 en millions €
Résultat net de la période	39,8	33,4	76,9	52,9
Couvertures des flux de trésorerie	1,6	6,7	1,0	- 1,2
dont partie efficace de la variation de juste valeur	1,1	7,4	- 0,5	- 3,3
dont reclassées en résultat	0,4	- 0,7	1,5	2,1
Charge d'impôt sur couvertures des flux de trésorerie	- 0,5	- 2,0	- 0,3	0,4
Investissement dans une entité étrangère	- 1,6	2,5	1,3	- 4,9
Charge d'impôt sur investissement net dans une entité étrangère	0,5	- 0,8	- 0,4	1,5
Écarts de conversion	2,7	- 6,7	- 13,5	20,5
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net	2,7	- 0,2	- 11,9	16,2
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	- 3,8	2,5	- 3,8	2,5
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	1,0	- 0,7	1,0	- 0,7
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net	- 2,8	1,8	- 2,8	1,8
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	- 0,1	1,6	- 14,7	18,0
Résultat global net d'impôt	39,7	35,0	62,1	70,9
Attribuable à :				
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech	39,1	34,6	61,0	68,9
Participations ne donnant pas le contrôle	0,6	0,4	1,1	2,0

¹⁾ Données non auditées ni revues par les Commissaires aux comptes

Etat de la situation financière

Actif	30 juin 2016 en millions €	31 déc. 2015 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	332,3	337,0
Autres immobilisations incorporelles	135,7	143,3
Immobilisations corporelles	235,7	222,9
Immobilisations financières	1,5	1,3
Autres actifs	0,8	0,8
Actifs d'impôts différés	10,8	10,0
	716,9	715,3
Actifs courants		
Stocks	170,3	147,0
Créances clients	184,3	142,3
Autres actifs financiers	10,0	8,4
Actifs d'impôts exigibles	9,3	9,8
Autres actifs	14,4	11,5
Trésorerie et équivalents	38,6	31,8
	426,9	350,8
Total actif	1 143,8	1 066,1
Passif	30 juin 2016 en millions €	31 déc. 2015 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	671,1	641,4
Capital social	18,3	15,4
Réserves	231,5	235,2
Bénéfices non distribués et autres réserves	421,2	390,8
Participations ne donnant pas le contrôle	6,1	5,8
	677,2	647,2
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	36,1	31,7
Autres provisions	3,3	3,3
Emprunts financiers	11,3	12,6
Passifs financiers de location-financement	17,0	16,9
Autres passifs financiers	52,8	51,5
Passifs d'impôts différés	29,4	30,2
	149,9	146,2
Passifs courants		
Provisions	10,3	8,0
Dettes fournisseurs	113,7	100,6
Emprunts financiers	117,2	87,2
Passifs financiers de location-financement	1,6	1,5
Autres passifs financiers	38,7	41,3
Passifs d'impôts exigibles	19,9	20,0
Autres passifs	15,2	14,1
	316,7	272,7
Total capitaux propres et passif	1 143,8	1 066,1

Tableau de flux de trésorerie

	6 mois 2016 en millions €	6 mois 2015 en millions €
Résultat avant impôts	108,2	74,5
Résultat financier	2,1	12,6
EBIT (Résultat opérationnel)	110,3	87,1
Amortissement Dépréciation des immobilisations	21,2	17,9
Augmentation diminution des provisions	1,6	0,7
Impôts décaissés	- 31,7	- 21,8
Autres éléments non financiers	0,0	0,1
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	101,4	84,0
Augmentation diminution des créances	- 46,9	- 20,1
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 25,2	- 23,3
Augmentation diminution des dettes	14,0	16,1
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	43,3	56,8
Investissements	- 32,3	- 21,2
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,2	0,4
Autres paiements	0,0	- 0,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	- 32,1	- 20,9
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	0,0	- 29,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 32,1	- 50,1
Variation de capital	0,0	0,2
Intérêts reçus	0,1	0,0
Intérêts payés et autres charges financières	- 1,1	- 1,3
Dividendes payés :	0,0	0,0
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	- 30,7	- 20,0
- aux participations ne donnant pas le contrôle	- 0,8	- 0,5
Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement	- 32,5	- 21,5
Remboursements d'emprunts	- 1,6	- 11,7
Souscriptions d'emprunts	30,0	37,6
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	- 1,5
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	- 4,1	2,8
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	7,1	9,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	31,8	18,5
Incidences des variations du cours des devises de la période	- 0,4	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	38,6	29,4

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 1^{er} janv. 2015	15,4	235,0	- 2,3	- 9,5	279,5	14,3	532,4	6,7	539,1
Résultat net de la période	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	51,4	1,5	52,9
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	- 0,9	1,7	- 3,4	20,1	17,5	0,5	18,0
Résultat global net d'impôt	0,0	0,0	- 0,9	1,7	47,9	20,1	68,9	2,0	70,9
Stock options	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-0,5	-20,4
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	-0,5	0,0
Solde au 30 juin 2015	15,4	235,2	- 3,2	- 7,8	307,9	34,4	582,0	7,7	589,8

Solde au 1^{er} janv. 2016	15,4	235,2	- 3,3	- 9,5	367,9	35,7	641,4	5,8	647,2
Résultat net de la période	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,0	75,7	1,1	76,9
Autres éléments du résultat global, net d'impôt	0,0	0,0	0,7	- 2,8	0,9	- 13,5	- 14,7	0,0	- 14,7
Résultat global net d'impôt	0,0	0,0	0,7	- 2,8	76,6	- 13,5	61,0	1,1	62,1
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	0,0	-30,7	-0,8	-31,5
Augmentation de capital	2,9	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Solde au 30 juin 2016	18,3	231,5	- 2,6	- 12,4	413,9	22,3	671,0	6,1	677,2

Pour les détails relatifs à l'augmentation de capital se référer au chapitre 7.

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

En millions €	6 mois 2016 en millions €	6 mois 2015 en millions €
Chiffre d'affaires	508,8	422,0
EBITDA courant du secteur opérationnel	136,4	106,5
Dépréciation et amortissement	- 21,2	- 17,9
Éléments non-récurrents	- 4,8	- 1,5
EBIT (Résultat opérationnel)	110,3	87,1
Résultat financier	- 2,1	- 12,6
Résultat avant impôt	108,2	74,5

Information complémentaire par région

En millions €	Chiffre d'affaires	
	6 mois 2016 en millions €	6 mois 2015 en millions €
EMEA	231,5	192,5
Amériques	187,9	149,3
Asie Pacifique	89,3	80,3
Groupe	508,8	422,0

Note aux états financiers intermédiaires

1. Présentation du groupe

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

Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR 0000053266) et son siège social est situé à Aubagne en France.

Les états financiers intermédiaires condensés du groupe Sartorius Stedim Biotech pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2016 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 19 juillet 2016.

2. Base de préparation

Les comptes consolidés condensés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2016 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. 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 2015.

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 2016 et disponibles sur le

site : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.

Les principes comptables appliqués sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Le Document de Référence 2015 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 127. La société Sartorius Stedim RUS LLC. est entrée dans le périmètre de consolidation le 1er janvier 2016.

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 (29%).

3. Recours aux jugements et à des estimations

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

Les jugements significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les sources principales d'incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux ayant affecté les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

4. Première application des nouvelles normes

Les nouvelles normes comptables suivantes sont applicables pour la première fois aux états financiers consolidés condensés et n'ont pas d'impact sur la présentation de la valeur nette de l'entreprise, la situation financière et la rentabilité ou le bénéfice par action :

- Amendements à IAS19 : Cotisations des membres du personnel,
- Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2010-2012)
 - diverses normes,
- Amendements à IFRS 11 : Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans une entreprise commune,
- Amendements à IAS 1 : « Disclosure Initiative » - Informations à fournir,
- Amendements à IAS 16 et IAS 41 : Agriculture : Actifs biologiques producteurs,
- Amendements à IAS 16 et IAS 38 : Clarification sur les modes d'amortissement acceptables,
- Amendements à IAS 27 : Méthode de la mise en équivalence dans les comptes individuels,
- Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2012-2014)
 - diverses normes .

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

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

IFRS 15 - Produit des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients : cette norme définit un cadre global afin de déterminer quel montant et sur quelle période doit être reconnu le revenu dans les comptes.

IFRS 15 aura essentiellement un impact sur la comptabilisation des contrats de construction tel que définis par la norme IAS 11. Avec la norme IAS 11, les revenus sont actuellement reconnus en fonction du pourcentage d'achèvement (méthode de l'avancement des travaux) c'est-à-dire que les revenus sont comptabilisés sur la base du pourcentage des coûts à jour par rapport aux coûts totaux estimés du contrat (méthode coûts versus coûts). Au regard d'IFRS 15, le contrôle d'un actif est le critère décisif pour la reconnaissance

du chiffre d'affaires. Par rapport à la méthode de reconnaissance définie par la norme IAS 11, les principes définis par IFRS 15 pourraient entraîner des changements dans la comptabilisation des revenus.

La nouvelle norme relative à la comptabilisation des contrats de location - IFRS 16 - élimine la classification des contrats entre les contrats de location simple et les contrats de location-financement. Au contraire, en application de la norme IAS 17, tous les contrats de location sont traités de manière similaire et les contrats de location sont capitalisés au bilan en reconnaissant la valeur actualisée des paiements de location et en les considérant soit comme des actifs de location (en fonction du droit d'usage) soit comme des actifs dans leur ensemble.

Au regard de l'application de la norme IFRS 16, le groupe prévoit une augmentation des actifs de location et des passifs financiers liés. L'impact sur les ratios clés comme les ratios de capital ou de la dette nette sur l'EBITDA devrait être plutôt faible.

Enfin, la norme IFRS 9 - Instruments financiers - modifie les règles de classification et d'évaluation des instruments financiers, le cadre des tests de dépréciation de ces instruments ainsi que les directives pour la comptabilité de couverture.

L'impact de tous les changements attendus mentionnés ci-dessus est encore à l'étude et au stade de l'analyse. Actuellement, il est peu probable que ces changements aient un impact significatif sur les comptes consolidés du groupe.

5. Acquisition de la société BioOutsource Ltd

Le 17 avril, 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 100% des droits de vote de la société BioOutsource Ltd, basée à Glasgow, en Écosse. BioOutsource teste la sécurité et la qualité des médicaments biologiques et des vaccins pour les clients pharmaceutiques, et s'est spécialisée dans la fourniture d'une offre complète de services pour l'industrie, en croissance, des biosimilaires.

L'affectation du coût d'acquisition a été finalisée en 2016 comme suit (pas de changement par rapport au 31 décembre 2015) :

	Affectation provisoire du coût d'acquisition en millions €	Affectation définitive du coût d'acquisition en millions €
Autres immobilisations incorporelles	11,4	11,4
Immobilisations corporelles	1,5	1,5
Stocks	0,8	0,8
Créances clients et autres actifs	2,6	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4	1,4
Emprunts et autres passifs financiers	- 0,7	- 0,7
Provisions et autres passifs	- 2,1	- 2,1
Impôts différés	- 2,3	- 2,3
Actif net acquis	12,6	12,6
Prix d'acquisition	30,6	30,6
Goodwill	18,0	18,0

Le prix d'achat d'environ 30,6 millions d'euros a été versé sous la forme d'un paiement en cash.

6. Acquisition de la société Cellca GmbH.

Le 1^{er} juillet 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 100 % des actions de la société Cellca GmbH basée à Laupheim, en Allemagne. Fondée en 2005, cette société, comptant environ 30 employés, a généré un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros en 2014. Les principaux clients de Cellca sont des entreprises biopharmaceutiques ainsi que des fournisseurs de produits biosimilaires qui ne gèrent pas ou que partiellement le développement des procédés en interne.

L'affectation du coût d'acquisition est la suivante (pas de changement par rapport au 31 décembre 2015) :

	Affectation provisoire du coût d'acquisition en millions €	Affectation définitive du coût d'acquisition en millions €
Autres immobilisations incorporelles	27,2	27,2
Immobilisations corporelles	1,6	1,6
Créances clients et autres actifs	0,9	0,9
Trésorerie et équivalents	1,8	1,8
Deferred taxes - net	- 7,5	- 7,5
Provisions et autres passifs	- 1,3	- 1,3
Actif net acquis	22,6	22,6
Prix d'acquisition	26,5	26,5
Goodwill	3,9	3,9

Le prix d'achat d'environ 26,5 millions d'euros a été versé sous la forme d'un paiement en cash .

Les acquisitions de BioOutsource et Cellca ont pour objectif une extension de la gamme de produits, en particulier dans les domaines du développement de processus et de validation. Les écarts d'acquisition enregistrés correspondent à cet élément ainsi que les actifs non identifiables séparément. Les écarts d'acquisition ne sont pas déductibles sur le plan fiscal.

7. Capital social et réserves

L'assemblée ordinaire annuelle du 5 avril 2016 a approuvé les résolutions suivantes qui sont reflétées dans l'état de variations des capitaux propres:

- Au 1^{er} Janvier, 2016, la société VL Finance S.A.S. a fusionné avec la société mère du groupe Sartorius Stedim Biotech S.A. En vertu de cette transaction, le capital a été augmenté de 1 638 milliers d'euros par la création d'un nombre équivalent d'actions nouvelles d'une valeur nominale de € 1,00. La prime de fusion, qui est la différence entre l'actif net apporté et la valeur de l'augmentation de capital, a été crédité sur un compte spécifique de prime de fusion dans les capitaux propres pour un montant de 2 811 milliers d'euros.

- Au titre de la fusion avec VL Finance S.A.S., Sartorius Stedim Biotech S.A. a acquis 1 642 095 actions propres qui ont dû être annulées. En conséquence, le capital social a été réduit de 1 642 milliers d'euros et la prime de fusion a été diminuée de 2 843 milliers d'euros.

- Après l'achèvement de la fusion, il a été décidé de réduire la valeur nominale de chaque action de 1,00 € à 0,1667 € (1/6) en multipliant le nombre d'actions par 6 ; le nombre d'actions est donc passé de 15 363 365 à 92 180 190.

- Enfin, la valeur nominale de chaque action a été augmentée de 0,1667 € (montant arrondi) à € 0,20 par voie d'incorporation de réserves. Cette opération a conduit à une augmentation de capital d'un montant de 3 073 milliers d'euros et une réduction corrélative des réserves. Les coûts relatifs à l'augmentation de capital d'un montant de 600 milliers d'euros ont été imputés sur les réserves.

Pour plus de détails se référer au Document de Référence 2015 (pages 183 à 187)

8. 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 2015 (pages 154 et 155).

9. Instruments financiers

Valeurs comptables et justes valeurs

	Catégorie	Valeur comptable au 30 juin 2016 en milliers €	Juste valeur au 30 juin 2016 en milliers €	Valeur comptable au 30 juin 2015 en milliers €	Juste valeur au 30 juin 2015 en milliers €
Actifs financiers	Disponible à la vente	1,4	1,4	1,3	1,3
Créances clients	Prêts et créances	184,3	184,3	142,3	142,3
Actifs financiers	Prêts et créances	9,8	9,8	8,4	8,4
Instruments financiers dérivés	Détenus à des fins d'échange	0,0	0,0	0,0	0,0
Dérivés - instruments de couverture	n.a.	0,2	0,2	0,0	0,0
Autres actifs financiers		10,0	10,0	8,4	8,4
Trésorerie et équivalents	Prêts et créances	38,6	38,6	31,8	31,8
Emprunts et autres passifs financiers	Passifs financiers évalués au coût amorti	128,5	129,6	99,8	100,9
Passifs financiers de location-financement	IAS 17	18,6	29,9	18,4	25,2
Fournisseurs et comptes rattachés	Passifs financiers évalués au coût amorti	63,5	63,5	61,4	61,4
Fournisseurs et comptes rattachés	n.a.	50,2	50,2	39,2	39,2
Fournisseurs et comptes rattachés		113,7	113,7	100,6	100,6
Instruments financiers dérivés	Détenus à des fins d'échange	3,7	3,7	2,8	2,8
Dérivés - instruments de couverture	n.a.	4,0	4,0	4,7	4,7
Autres passifs financiers	Passifs financiers évalués au coût amorti	53,1	61,4	53,9	61,5
Autres passifs financiers	Juste valeur enregistré par le compte de résultat	5,4	5,4	5,4	5,4
Autres passifs financiers	n.a.	25,3	25,3	26,0	26,0
Autres passifs financiers		91,5	99,8	92,8	100,4

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

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

Pour le niveau 1, les instruments financiers sont calculés sur la base des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques. Pour le niveau 2, les instruments financiers sont calculés sur la base

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

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

Les justes valeurs des passifs financiers comptabilisés selon le coût amorti, en particulier les engagements envers les banques et les passifs de location financement, ont été mesurés sur la base de la courbe des taux d'intérêt du marché, en considérant à titre indicatif les « spreads » de taux de crédit (Niveau 2).

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

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

Mesure des justes valeurs

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

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

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

en millions €	2016	2015
Solde au 1 ^{er} janvier 2016	5,4	6,2
Charge d'intérêts	0,1	0,1
Paiement	0,0	- 1,5
Effets de change	- 0,1	0,5
Solde au 30 juin 2016	5,4	5,2

Une augmentation (diminution) des ventes de 10% pour chacune des années suivantes conduirait à une augmentation (diminution) du passif de 0,5 million d'euros (0,5 million d'euros).

10. Autres informations

Impairment test

Au 30 juin 2016, 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

Le 6 juillet 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech a signé un contrat d'acquisition du spécialiste américain des centrifugeuses KSep Holding, Inc. La société est basée à Morrisville en Caroline du Nord et opère sur ce marché depuis 2011. Elle devrait atteindre une croissance significative à deux chiffres et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de dollars avec une forte marge d'EBITDA à deux chiffres en 2016. La transaction valorise KSep à environ 28 millions de dollars et sera définitivement réalisée d'ici fin juillet 2016.

Dividendes

Lors de la période considérée, Sartorius Stedim Biotech S.A. a distribué des dividendes pour un montant de 30,7 millions d'euros.

Audit

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2015 : 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 2016

Sartorius Stedim Biotech S.A.

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

Capital social : €18.436.238

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2016

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 au 30 juin 2016, 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 22 juillet 2016

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

John Evans

Deloitte Et Associés

Christophe Perrau

Information sur le rapport semestriel

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

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



Joachim Kreuzburg
Directeur général du
Groupe Sartorius Stedim Biotech

Contacts

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

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

Communication Groupe

Petra Kirchhoff
Vice-présidente
Tél. +49.551.308 1686
petra.kirchhoff@sartorius.com

Relations Investisseurs

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

Calendrier financier

30 août 2016

Commerzbank Sector Conference Week | Francfort

7 septembre 2016

Goldman Sachs European Medtech Conference | Londres

13 septembre 2016

Morgan Stanley Global Healthcare Conference | New York

19-20 septembre 2016

Berenberg German Corporate Conference | Munich

24 octobre 2016

Information trimestrielle janvier à septembre 2016

21 novembre 2016

German Equity Forum | Francfort

December 5, 2016

Berenberg European Conference | Londres

Janvier 2017

Publications des résultats préliminaires pour l'année 2016

4 avril 2017

Assemblée générale annuelle des actionnaires | Aubagne

Avril 2017

Information trimestrielle janvier à mars 2017

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.