



sartorius stedim
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech
Rapport financier semestriel de janvier à juin 2015

2015

Chiffres clés du premier semestre 2015

en millions d'euros sauf indications particulières	1 ^{er} semestre 2015	1 ^{er} semestre 2014	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises de commandes ¹⁾	467,4	338,4	38,1	25,5
Chiffre d'affaires	422,0	324,1	30,2	18,7
- EMEA ²⁾	192,5	162,7	18,3	16,0
- Les Amériques ²⁾	149,3	97,9	52,6	26,2
- Asie Pacifique ²⁾	80,3	63,6	26,1	14,0
EBITDA courant ³⁾	106,5	73,8	44,3	
Marge d'EBITDA courant ³⁾ en %	25,2	22,8		
Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle ⁴⁾	62,9	40,7	54,6	
Résultat net courant par action ⁴⁾ en €	4,10	2,65	54,6	

Chiffres clés du deuxième trimestre 2015¹⁾

en millions d'euros sauf indications particulières	2 ^{ième} trimestre 2015	2 ^{ième} trimestre 2014	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises des commandes	243,3	163,2	49,1	34,8
Chiffre d'affaires	217,6	170,2	27,9	16,3
- EMEA ²⁾	95,1	82,5	15,2	12,9
- Les Amériques ²⁾	79,1	53,3	48,5	22,4
- Asie Pacifique ²⁾	43,5	34,4	26,3	15,1
EBITDA courant ³⁾	55,7	40,5	37,6	
Marge d'EBITDA courant ³⁾ en %	25,6	23,8		
Résultat net courant après les participations ne donnant pas de contrôle ⁴⁾	33,3	22,6	47,0	
Résultat net courant par action ⁴⁾ en €	2,17	1,48	47,0	

¹⁾ Chiffres n'ont fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité

²⁾ Selon la localisation des clients

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

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

Situation sectorielle

Les clients de Sartorius Stedim Biotech sont principalement des acteurs de l'industrie biopharmaceutique, aussi l'activité du groupe est particulièrement influencée par la croissance de cette industrie.

L'institut de recherche international IMS estime que le marché pharmaceutique mondial a progressé de 6 % en moyenne ces dernières années et prévoit une croissance de 5 à 8 % environ sur l'année en cours. Les pays émergents, notamment la Chine et le Brésil, devraient apporter une contribution au-dessus de la moyenne à cette croissance.

Depuis plusieurs années, le marché des médicaments fabriqués par procédés biotechnologiques (croissance de 8% en moyenne) devance le marché pharmaceutique classique. Cette performance s'explique notamment par l'autorisation de mise sur le marché de nombreux nouveaux produits biopharmaceutiques et par le développement de leurs prescriptions. Les experts estiment que le pourcentage du chiffre d'affaires généré par les produits biopharmaceutiques a doublé au cours de ces quelque dix dernières années, pour atteindre récemment environ 23 %. Dans le même temps six médicaments biologiques ont été enregistrés sur la liste des dix meilleures ventes de produits pharmaceutiques.

Les produits biosimilaires, à savoir, les produits biothérapeutiques similaires aux produits biologiques de référence initialement brevetés, vont jouer un rôle croissant dans les années à venir, compte tenu du nombre de brevets qui arrivent à expiration. Par exemple, au premier trimestre 2015, un produit biosimilaire a pour la première fois été homologué aux États-Unis par procédure accélérée. L'homologation de nombreux autres produits biosimilaires est en cours.

Les méthodes de production biotechnologique sont plus complexes et coûteuses que celles traditionnelles chimiques. C'est pourquoi, les fabricants et fournisseurs travaillent continuellement à l'amélioration de ces processus de production, en mettant à disposition des solutions d'ingénierie plus efficaces. Les technologies à usage unique permettent de faire des gains de productivité et offrent par ailleurs une grande flexibilité aux fabricants de produits biopharmaceutiques. Par conséquent ces technologies ont un rôle essentiel dans les conceptions de sites de production aux technologies de pointe car elles permettent de réduire considérablement les coûts de production, d'environ 15 % à 40 %.

Sources : IMS Health : Patentlippe 2016?, mars 2015 ; EvaluatePharma : World Preview 2014, Outlook To 2020, juin 2014.

Evolution des activités du groupe

- Hausses significatives des prises de commandes et du chiffre d'affaires à taux de change constant
- Augmentation plus que proportionnelle de l'EBITDA courant
- Prévisions pour la totalité de l'exercice 2015 relevées

Prise de commandes et chiffre d'affaires

Au premier semestre 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré des taux de croissance significatifs par rapport à ceux, relativement bas, du premier semestre 2014. Outre cet effet de base, les performances de l'activité, portées par l'ensemble des segments de produits, ont dépassé nos attentes. Ainsi, les prises de commandes ont fortement augmenté de 25,5 % à taux de change constant pour atteindre 467,4 millions d'euros (à taux de change réel : + 38,1 %). De même, le chiffre d'affaires a nettement progressé sur la même période, de 18,7 %, à 422,0 millions d'euros (à taux de change réel : + 30,2 %). La consolidation de BioOutsource Ltd., rachetée en avril 2015, n'a pas eu d'incidence importante sur le chiffre d'affaires du groupe.

Toutes les zones géographiques ont contribué aux bonnes performances en enregistrant une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires. Les Amériques ont enregistré la plus forte croissance, avec une envolée des ventes de 26,2 % comparée aux résultats plus faibles de l'exercice précédent. Dans les zones EMEA et Asie | Pacifique, le chiffre d'affaires a augmenté de respectivement 16,0 % et 14,0 %. (Toutes les variations sont exprimées à taux de change constant)

Évolution des résultats

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents) comme principal indicateur de rentabilité. Afin de mettre à disposition une présentation complète et transparente de la rentabilité du groupe, nous mettons à disposition des résultats corrigés des éléments non récurrents (EBITDA courant).

L'EBITDA courant du groupe Sartorius Stedim Biotech a fortement augmenté, de 44,3 % au premier semestre 2015, passant de 73,8 millions d'euros à 106,5 millions d'euros. Les économies d'échelle liées à la nette croissance des ventes ont particulièrement contribué à cette évolution des résultats. De plus, les taux de change

ont eu un effet positif. Par conséquent, la marge bénéficiaire du groupe est passée de 22,8 % à 25,2 %.

Au premier semestre 2015, les éléments non récurrents se chiffrent à -1,5 million d'euros contre -1,0 million d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Ces éléments se rapportent essentiellement aux acquisitions et projets divers. L'EBIT (résultat opérationnel) consolidé, qui inclut tous les éléments non récurrents, les dépréciations et amortissements, a augmenté passant de 56,1 millions d'euros à 87,2 millions d'euros ; la marge d'EBIT (résultat opérationnel), en hausse de 17,3 % par rapport à l'an dernier, a atteint 20,7 %.

Le résultat financier du groupe Sartorius Stedim Biotech s'affiche à -12,6 millions d'euros pour le premier semestre 2015 contre -5,1 millions d'euros l'année précédente. Cette variation s'explique par les effets de valorisation liés aux engagements en devises et aux instruments de couverture.

Le résultat net courant correspondant attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech pour la période considérée a augmenté passant de 40,7 millions d'euros à 62,9 millions d'euros. Ce résultat est calculé après retraitement des éléments non récurrents, hors effet des amortissements et ajustement de valeur des instruments de couverture. Il est basé sur le résultat financier normalisé et sur les charges d'impôts correspondantes pour chacun de ces éléments. Le résultat net courant par action est ainsi passé de 2,65 euros à 4,10 euros.

en millions € sauf indication particulières	1 ^{er} semestre 2015	1 ^{er} semestre 2014
EBIT (Résultat opérationnel)	87,2	56,1
Éléments non récurrents	1,5	1,0
Amortissement IFRS 3	5,3	5,4
Résultat financier normalisé ¹⁾	- 3,2	- 5,0
Charge d'impôt normalisé ²⁾ (S1 2015 : 29% S1 2014 : 29%)	- 26,3	- 16,7
Résultat net courant	64,5	40,9
Participations ne donnant pas le contrôle	- 1,5	- 0,2
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	62,9	40,7
Résultat net courant par action en €	4,10	2,65

¹⁾ Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture (S1 2015 : +0,4 million d'euros) et hors impacts des effets de change liés des activités financières (S1 2015 : -9,8 million d'euros)

²⁾ Résultat net courant, sur la base du résultat courant avant impôts et avant Amortissement

Flux de trésorerie

Au premier semestre 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a bénéficié d'une hausse sensible de son flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle et a atteint 56,8 millions d'euros contre 39,8 millions d'euros pour l'exercice précédent. Cette croissance est essentiellement due à la forte progression des résultats enregistrée sur la période considérée.

Comme prévu, le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions et cessions de filiales a augmenté pour atteindre -20,9 millions d'euros contre -16,3 millions d'euros lors de l'exercice précédent.

Pendant la période considérée, les acquisitions de filiales ont représenté -29,3 millions d'euros contre -4,3 millions d'euros l'année précédente, montant à rattacher essentiellement à l'acquisition de BioOutsource.

Par conséquent, le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement s'établit à 50,1 millions d'euros contre -20,6 millions au premier semestre 2014. Ainsi, le groupe Sartorius Stedim Biotech a intégralement financé ses investissements à partir des flux de trésorerie liés à l'exploitation.

État de la situation financière consolidé

Au 30 juin 2015, le total bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en hausse, à 1 016,3 millions d'euros, contre 907,3 millions d'euros au 31 décembre 2014. Cette augmentation tient essentiellement à l'accumulation saisonnière du fonds de roulement et à l'acquisition de BioOutsource.

Les fonds propres ont augmenté, passant de 539,1 millions d'euros à 589,9 millions d'euros entre le 31 décembre 2014 et le 30 juin 2015. À 58,0 %, le ratio capitaux propres | total bilan se maintient à un niveau très confortable, contre 59,4 % au 31 décembre 2014.

Au 30 juin 2015, l'endettement brut s'élève à 140,7 millions d'euros contre 106,0 millions d'euros au 31 décembre 2014. Outre la saisonnalité du fonds de roulement net, les distributions de dividendes et l'acquisition de BioOutsource sont repris dans ces chiffres. L'endettement net atteint 111,3 millions d'euros contre 87,4 millions d'euros au 31 décembre 2014.

Au 30 juin 2015, sur la base des 12 derniers mois, le ratio endettement net | EBITDA courant s'établit à 0,6 contre 0,5 au 31 décembre 2014.

Personnel

Au 30 juin 2015, Sartorius Stedim Biotech employait 3 925 personnes dans le monde entier. Par rapport au 31 décembre 2014, l'effectif est en hausse de 228 collaborateurs, soit environ 6 %. D'un point de vue géographique, les embauches ont été les plus nombreuses dans la zone EMEA avec le recrutement de 222 collaborateurs. Cette augmentation résulte en grande partie de l'acquisition récente de BioOutsource, dont l'effectif comptait environ 85 personnes et au renforcement du personnel sur plusieurs sites de production.

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 2014. 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 46 à 53 du Document de Référence 2014.

Perspectives de développement

Environnement sectoriel

Les tendances qui influencent l'évolution des activités du groupe Sartorius Stedim Biotech, telles que décrites aux pages 54 à 56 du Document de Référence 2014, n'ont dans l'ensemble pas évolué.

D'après les estimations les plus récentes, le marché pharmaceutique international devrait progresser en moyenne de 4 à 7 % par an de 2014 à 2018. Selon les analystes de marché, le taux de croissance moyen du sous-segment Biopharma devrait être d'environ 8 % en raison de la plus grande pénétration sur le marché des produits biopharmaceutiques déjà homologués, de l'extension du périmètre de leurs prescriptions et des nombreux projets de recherche et développement en cours.

Sources : IMS Health : Patentklippe 2016?, mars 2015; EvaluatePharma: World Preview 2014, To 2020, juin 2014).

Développement de l'activité

Sur la base de sa forte performance opérationnelle au premier semestre et de ses deux acquisitions récentes, le groupe Sartorius Stedim Biotech a relevé ses prévisions pour l'exercice 2015.

La progression du chiffre d'affaires à taux de change constant devrait désormais atteindre approximativement 15 %, dont environ 1,5 point de pourcentage attribuable aux récentes acquisitions de BioOutsource et Cellca. Les prévisions précédentes, hors acquisitions se situaient entre 7 % et 10 %.

La marge d'EBITDA courant du groupe devrait s'élever à environ 25,0 % à 25,5 % (prévisions précédentes : environ 24,5 % à 25,0 %), sans prendre en compte les effets de change.

En 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech prévoit d'investir entre 6 % à 8 % du chiffre d'affaires, essentiellement pour développer ses capacités de production.

Concernant la situation financière du groupe, hors prise en compte des acquisitions, il avait été prévu une diminution du ratio dettes financières nettes / EBITDA courant d'ici fin 2015. Avec le rachat de BioOutsource et Cellca, Sartorius Stedim Biotech s'attend à ce que ce ratio soit légèrement inférieur au niveau atteint en 2014.

Événement postérieur à la clôture

Le 1er juillet 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a fait l'acquisition de Cellca GmbH, basée à Laupheim, en Allemagne. Fondée en 2005, cette entreprise est spécialisée dans les services de développement de produits pour les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique. Avec quelque 30 collaborateurs, Cellca GmbH a dégagé un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros en 2014.

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

	2 ^{ème} trimestre 2015 en millions € ¹⁾	2 ^{ème} trimestre 2014 en millions € ¹⁾	1 ^{er} semestre 2015 en millions €	1 ^{er} semestre 2014 en millions €
Chiffre d'affaires	217,6	170,2	422,0	324,1
Coût des ventes	- 102,3	- 84,7	- 203,9	- 160,8
Marge brute	115,3	85,5	218,1	163,3
Frais commerciaux et de distribution	- 40,2	- 35,6	- 79,5	- 70,6
Frais de recherche et développement	- 11,0	- 9,3	- 21,9	- 19,6
Frais généraux	- 12,1	- 9,3	- 23,0	- 18,8
Autres produits et charges opérationnelles	- 6,1	0,3	- 6,5	1,7
EBIT (Résultat opérationnel)	45,9	31,5	87,2	56,1
Produits financiers	- 0,3	0,1	1,7	0,2
Charges financières	1,6	- 2,6	- 14,2	- 5,3
Résultat financier	1,3	- 2,5	- 12,6	- 5,1
Résultat avant impôts	47,2	29,0	74,6	51,0
Impôts différés : produit (+) charge (-)	1,5	0,8	2,4	1,5
Impôt sociétés	- 15,2	- 10,2	- 24,0	- 17,3
Résultat net de la période	33,5	19,6	53,0	35,2
Attribuable à :				
Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	32,7	19,5	51,5	35,0
Participations ne donnant pas le contrôle	0,8	0,1	1,5	0,2
Résultat net par action (€)	2,13	1,27	3,35	2,28
Résultat net dilué par action (€)	2,13	1,27	3,35	2,28

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

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

	2^{ème} trimestre 2015 en millions €¹⁾	2^{ème} trimestre 2014 en millions €¹⁾	1^{er} semestre 2015 en millions €	1^{er} semestre 2014 en millions €
Résultat net de la période	33,5	19,6	53,0	35,2
Gains (pertes) nets sur couvertures de change	6,7	- 1,7	- 1,2	- 3,1
dont - partie efficace de la variation de juste valeur	7,4	- 1,7	- 3,3	- 2,0
dont - reclassés en résultat	- 0,7	- 0,1	2,1	- 1,1
Impact de l'impôt sur les couvertures de change	- 2,0	0,5	0,4	0,9
Investissement dans une entité étrangère	2,5	- 0,5	- 4,9	- 0,5
Impact de l'impôt sur l'investissement dans une entité étrangère	- 0,8	0,0	1,5	0,0
Écarts de conversion	- 6,7	2,9	20,5	3,5
Éléments qui seront probablement reclassés ultérieurement en profit perte	- 0,2	1,3	16,2	0,9
Réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des régimes à prestations définies	2,5	0,0	2,5	0,0
Impacts d'impôt sur les éléments qui ne seront pas reclassés en profit perte	- 0,7	0,0	- 0,7	0,0
Éléments qui ne seront pas reclassés en profit/perte	1,8	0,0	1,8	0,0
Total des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres	9,5	2,6	18,0	0,9
Résultat global	43,0	22,2	71,0	36,1
Attribuable à :				
Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	42,6	21,9	69,0	35,7
Participations ne donnant pas le contrôle	0,4	0,3	2,0	0,3

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

Etat de la situation financière

Actif	30 juin 2015 en millions €	31 déc. 2014 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	336,5	313,8
Autres immobilisations incorporelles	121,0	113,2
Immobilisations corporelles	203,9	192,2
Immobilisations financières	1,5	1,2
Actifs d'impôts différés	10,6	10,2
Autres actifs	1,0	0,7
	674,4	631,2
Actifs courants		
Stocks	137,7	110,0
Créances clients	149,6	124,8
Autres actifs financiers	6,4	6,8
Actifs d'impôts exigibles	7,8	8,9
Autres actifs	11,0	7,1
Trésorerie et équivalents	29,4	18,5
	341,9	276,2
Total actif	1 016,3	907,3
Passif	30 juin 2015 en millions €	31 déc. 2014 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech	582,1	532,4
Capital social	15,4	15,4
Réserves	235,2	235,0
Bénéfices non distribués et autres réserves	331,5	282,0
Participations ne donnant pas le contrôle	7,7	6,7
	589,9	539,1
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	28,8	30,6
Autres provisions	2,9	2,9
Emprunts financiers	14,3	15,9
Passifs financiers de location-financement	16,9	16,8
Autres passifs financiers	52,4	44,7
Passifs d'impôts différés	26,7	27,8
	142,1	138,7
Passifs courants		
Provisions	7,3	6,2
Dettes fournisseurs	97,2	81,1
Emprunts financiers	107,9	71,8
Passifs financiers de location-financement	1,6	1,6
Autres passifs financiers	45,2	48,1
Passifs d'impôts exigibles	11,3	10,1
Autres passifs	14,0	10,7
	284,4	229,6
Total capitaux propres et passif	1 016,3	907,3

Tableau de flux de trésorerie

	1 ^{er} semestre 2015 en millions €	1 ^{er} semestre 2014 en millions €
Résultat avant impôts	74,6	51,0
Résultat financier	12,6	5,1
EBIT (Résultat opérationnel)	87,2	56,1
Amortissement Dépréciation des immobilisations	17,8	16,7
Augmentation diminution des provisions	0,7	- 0,6
Impôts décaissés	- 21,8	- 11,6
Autres éléments non financiers	0,1	0,0
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	84,0	60,6
Augmentation diminution des créances	- 20,1	- 9,6
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 23,3	- 12,5
Augmentation diminution des dettes	16,1	1,3
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	56,8	39,8
Investissements	- 21,2	- 20,7
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,4	0,7
Autres paiements	- 0,1	3,7
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	- 20,9	- 16,3
Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise	- 29,3	- 4,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 50,1	- 20,6
Variation de capital	0,2	0,0
Intérêts reçus	0,0	0,2
Intérêts payés et autres charges financières	- 1,3	- 2,7
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	- 20,0	- 18,4
- aux participations ne donnant pas le contrôle	- 0,5	- 0,4
Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement	- 21,5	- 21,3
Remboursements d'emprunts	- 11,7	- 3,2
Souscriptions d'emprunts	37,6	12,2
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	- 1,5	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	2,8	- 12,3
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	9,4	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	18,5	35,6
Incidences des variations du cours des devises de la période	1,5	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	29,4	43,0

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. 2014	10,4	278,8	0,2	- 4,4	199,0	- 5,7	478,3	3,5	481,8
Résultat net de la période			0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,2	35,2
Total des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres	0,0	0,0	- 2,2	0,0	- 0,5	3,3	0,7	0,2	0,9
Résultat global	0,0	0,0	- 2,2	0,0	34,5	3,3	35,7	0,3	36,1
Dividendes					- 18,4	0,0	- 18,4	- 0,4	- 18,8
Passif relatif au prix d'acquisition - participations ne donnant pas le contrôle					- 7,0		- 7,0		- 7,0
Variation des participations ne donnant pas le contrôle					0,0		0,0	1,8	1,8
Solde au 30 juin 2014	10,4	278,8	- 1,9	- 4,4	208,1	- 2,3	488,6	5,2	493,8

Solde au 1^{er} janv. 2015	15,4	235,0	- 2,3	- 9,5	279,4	14,4	532,4	6,7	539,1
Résultat net de la période					51,5		51,5	1,5	53,0
Total des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres	0,0	0,0	- 0,9	1,7	- 3,4	20,1	17,5	0,5	18,0
Résultat global	0,0	0,0	- 0,9	1,7	48,0	20,1	69,0	2,0	71,0
Stock-options	0,0	0,2					0,2		0,2
Dividendes					- 20,0		- 20,0	- 0,5	- 20,4
Variation des participations ne donnant pas le contrôle					0,5		0,5	- 0,5	0,0
Solde au 30 juin 2015	15,4	235,2	- 3,2	- 7,8	308,0	34,5	582,1	7,7	589,9

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

Information sectorielle par activité

En millions €	1 ^{er} semestre 2015	1 ^{er} semestre 2014
Chiffre d'affaires	422,0	324,1
EBITDA courant du secteur opérationnel	106,5	73,8
Dépréciation et amortissement	- 17,8	- 16,7
Eléments non-récurrents	- 1,5	- 1,0
EBIT (Résultat opérationnel)	87,2	56,1
Résultat financier	- 12,6	- 5,1
Résultat avant impôt	74,6	51,0

Information par région

A compter de l'exercice 2015, la présentation des informations sectorielles par région a été légèrement modifiée. Par conséquent, les pays anciennement alloués à la région «autres marchés» sont maintenant affectés aux régions définies comme EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique), les Amériques et l'Asie | Pacifique.

En millions €	Chiffre d'affaires	
	1 ^{er} semestre 2015	1 ^{er} semestre 2014
EMEA	192,5	162,7
Amériques	149,3	97,9
Asie Pacifique	80,3	63,6
Groupe	422,0	324,1

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 a son siège social à Aubagne en France.

Les états financiers intermédiaires condensés du groupe Sartorius Stedim Biotech pour la période du 1^{er} janvier 2015 au 30 juin 2015 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 16 juillet 2015.

2. Base de préparation

Les comptes consolidés condensés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2015 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 2014.

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 2015 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 2014.

Le Document de Référence 2014 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 118. La société BioOutsource Ltd. est entrée dans le périmètre de consolidation en 2015 (Pourcentage de détention de 100% ; méthode de consolidation de l'intégration globale).

Pour la détermination de l'impôt société, 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 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 sources principales d'incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux ayant affecté les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

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 :

- Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2011-2013)
 - diverses normes,
- IFRIC 21: Droits ou taxes.

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

Le processus de détermination par le groupe Sartorius Stedim Biotech des impacts potentiels sur les comptes consolidés intermédiaires du groupe est en cours et le groupe n'anticipe pas, à ce stade de l'analyse, d'impact significatif sur ses comptes consolidés condensés.

5. Acquisition de la société AllPure Technologies LLC

En date du 25 Avril, 2014, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 50,01% de la start-up américaine AllPure Technologies LLC pour un montant de 6 millions de dollars.

Les actions restantes d'AllPure Technologies LLC détenues par les anciens actionnaires seront transférées au groupe Sartorius Stedim Biotech au plus tard en 2022. La date exacte et le montant de cet achat sont liés à la performance future de l'entreprise acquise. La dette relative à ce solde est reconnue sur la base de la valeur actualisée des paiements futurs attendus et est présentée comme un passif financier d'un montant de 7,1 millions d'euros. La contrepartie de ce passif financier a été initialement comptabilisée en capitaux propres conformément à la norme IAS 32.23 ; son évaluation ultérieure sera reconnue dans l'état du résultat net en résultat financier.

L'affectation provisoire du coût d'acquisition a été finalisée en 2015 comme suit :

	Affectation provisoire du coût d'acquisition en millions €	Affectation définitive du coût d'acquisition en millions €
Immobilisations incorporelles et corporelles	2,1	3,2
Stocks	0,5	0,5
Créances clients et autres actifs	0,3	0,3
Trésorerie et équivalents	0,0	0,0
Provisions et autres passifs	-0,5	-0,4
Actif net acquis	2,4	3,7
Pourcentage d'acquisition (50,01%)	1,2	1,8
Prix d'acquisition	4,3	4,3
Goodwill	3,1	2,5
Participations ne donnant pas le contrôle	1,2	1,8

Le goodwill comptabilisé représente les actifs qui n'ont pas été identifiés et reconnus séparément, mais qui vont également générer des avantages économiques pour le groupe. Les principaux avantages sont l'expansion du portefeuille du groupe, une position renforcée sur le marché biopharmaceutique ainsi que les synergies résultant du regroupement. Le montant total du goodwill est déductible fiscalement selon les règles fiscales locales.

Le groupe Sartorius Stedim Biotech a choisi de reconnaître le montant attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle à la hauteur de la quote-part des actifs nets identifiables sans goodwill (méthode du goodwill partiel).

6. Acquisition de la société BioOutsource Ltd.

En date du 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. Les services fournis par BioOutsource font partie des processus de base des clients de Sartorius Stedim Biotech et élargissent de manière significative l'offre actuelle des services du groupe.

La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros au cours des douze derniers mois et emploie 85 personnes. A la date de clôture des états financiers consolidés condensés, toutes les informations nécessaires pour la comptabilisation de cette acquisition n'étaient pas disponibles ; en conséquence,

l'affectation provisoire du coût d'acquisition a été comptabilisée sur une base préliminaire :

	Affectation provisoire du coût d'acquisition en millions €
Immobilisations incorporelles et corporelles	10,4
Stocks	0,9
Créances clients et autres actifs	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Emprunts et autres passifs financiers	- 0,7
Provisions et autres passifs	- 2,1
Impôts différés	- 1,7
Actif net acquis	10,6
Prix d'acquisition	30,6
Goodwill	20,0

Le prix d'acquisition de 30,6 millions d'euros environ a été versé sous la forme d'un paiement en cash. Les coûts directement imputables à l'acquisition, d'un montant de 0,2 million d'euros, ont été comptabilisés dans le poste « Autres charges » de l'état du résultat net.

En raison de la structure de la transaction, il est supposé que le goodwill ne sera pas déductible fiscalement, selon les règles fiscales locales.

Si l'acquisition avait eu lieu au 1^{er} janvier, le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année 2015 aurait été majoré d'environ 4 millions d'euros et le résultat d'environ 0,8 million d'euros. Les impacts sur la période depuis la consolidation de l'entité à partir du 1^{er} mai 2015 ne sont pas significatifs.

7. Parties liées

Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Elle détient directement ou indirectement (via VL Finance, filiale à 100 %) 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 2014 (pages 146 et 147)

8. Instruments financiers

Valeurs comptables et justes valeurs

Catégorie	Valeur comptable	Juste valeur	Valeur comptable	Juste valeur	
	au 30 juin 2015 en milliers €	au 30 juin 2015 en milliers €	au 30 juin 2014 en milliers €	au 30 juin 2014 en milliers €	
Actifs financiers	Disponible à la vente	1,3	1,3	1,2	1,2
Créances clients	prêts et créances	149,6	149,6	124,8	124,8
Actifs financiers	prêts et créances	6,1	6,1	6,8	6,8
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		6,4	6,4	6,8	6,8
Trésorerie et équivalents	prêts et créances	29,4	29,4	18,5	18,5
Emprunts et autres passifs financiers	passifs financiers évalués au coût amorti	122,3	123,5	87,6	89,0
Passifs financiers de location-financement	IAS 17	18,5	20,9	18,3	21,5
Fournisseurs et comptes rattachés	passifs financiers évalués au coût amorti	58,4	58,4	49,2	49,2
Fournisseurs et comptes rattachés	n.a.	38,7	38,7	32,0	32,0
Fournisseurs et comptes rattachés		97,2	97,2	81,1	81,1
Instruments financiers dérivés	détenus à des fins d'échange	3,8	3,8	3,4	3,4
Dérivés - instruments de couverture	n.a.	4,8	4,8	3,3	3,3
Autres passifs financiers	passifs financiers évalués au coût amorti	58,5	66,4	57,8	60,8
Autres passifs financiers	Juste valeur enregistré par le compte de résultat	5,2	5,2	6,2	6,2
Autres passifs financiers	n.a.	25,1	25,1	22,1	22,1
Autres passifs financiers		97,6	105,4	92,8	95,8

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 obser-

vables 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, en prenant en compte des risques de contrepartie (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 selon la méthode à coupon zéro, 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 5 millions d'euros par an en moyenne.

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

en millions €

Solde au 1 ^{er} janvier 2015	6,2
Charge d'intérêt	0,1
Paiement	- 1,5
Effets de change	0,5
Solde au 30 juin 2015	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).

9. Autres informations

Impairment test

Au 30 juin 2015, nous n'avons pas identifié d'indice de pertes de valeur qui nécessite la mise en place d'im-

pairment test sur le goodwill et sur les actifs à durée de vie indéfinie.

Mesure de la performance

A compter de l'exercice 2013, 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.

Programme de rachat d'actions

L'Assemblée générale du 19 avril 2010 a autorisé la société Sartorius Stedim Biotech S.A. à mettre en place un programme de rachat de ses propres actions pour une période maximale de 18 mois, soit jusqu'au 19 octobre 2011. Lors de la réunion du 17 Juillet 2014, le Conseil d'administration, en accord avec l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 Avril 2014, a réduit le capital social d'un montant nominal d'un million trente-six-mille deux cent treize euros et dix centimes (1,036,213.10 €), en annulant la totalité des actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions. De plus amples informations sur la transaction sont fournies dans le Document de Référence 2014 (pages 129-130).

Événement postérieur à la clôture

Le 1er Juillet 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 100% de la société Cellca GmbH basée à Laupheim, en Allemagne. Fondée en 2005, la société, avec près de 30 employés, a généré des revenus de 6 millions d'euros environ en 2014. Le prix d'acquisition de 26,5 millions d'euros a été versé sous la forme d'un paiement en cash.

Les principaux clients de Cellca sont les sociétés biopharmaceutiques et des fournisseurs de produits bio-similaires qui ne gèrent pas ou que partiellement le développement des procédés en interne. Au travers de cette acquisition, le groupe Sartorius Stedim Biotech élargit son offre de services en matière de développement de procédés.

Dividendes

Lors de la période considérée, Sartorius Stedim Biotech S.A. a distribué un dividende de 20,0 millions d'euros.

Audit

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2014 : 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 2015

Sartorius Stedim Biotech S.A.

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

Capital social : €15.364.238

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2015

Période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale 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 2015 au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

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

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

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

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

II - Vérification spécifique

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

Marseille, le 20 juillet 2015

KPMG Audit

Deloitte & Associés

John Evans

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 18, 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

20 octobre 2015

Information trimestrielle janvier à septembre 2015

Janvier 2016

Publications des résultats préliminaires pour l'année 2015

5 avril 2016

Assemblée générale annuelle des actionnaires, Aubagne

Avril 2016

Information trimestrielle janvier à mars 2016

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.