

États financiers consolidés  
et notes annexes

04

## État du résultat net et des autres éléments du résultat global

	Notes en annexe	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Chiffre d'affaires	[9]	1 081 033	1 051 611
Coût des ventes		- 526 208	- 524 791
<b>Marge brute</b>		<b>554 825</b>	<b>526 820</b>
Frais commerciaux et de distribution		- 195 241	- 186 601
Frais de recherche et développement		- 53 210	- 47 536
Frais généraux		- 61 685	- 56 471
Autres produits et charges opérationnels	[11]	- 22 987	- 10 296
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>		<b>221 702</b>	<b>225 916</b>
Produits financiers	[12]	9 500	1 884
Charges financières	[12]	- 10 589	- 14 815
<b>Résultat financier</b>		<b>- 1 089</b>	<b>- 12 931</b>
<b>Résultat avant impôt</b>		<b>220 613</b>	<b>212 985</b>
Charge d'impôt	[13]	- 56 849	- 57 108
<b>Résultat net de l'exercice</b>		<b>163 763</b>	<b>155 877</b>
Attribuable à :			
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech		161 088	153 678
Participations ne donnant pas le contrôle	[23]	2 676	2 199
Résultat net par action (€)	[15]	1,75	1,67
Résultat net dilué par action (€)	[15]	1,75	1,67

### Autres éléments du résultat global

	Notes en annexe	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Résultat net de l'exercice		163 763	155 877
Couvertures de flux de trésorerie	[30]	26 299	- 5 258
dont partie efficace de la variation de juste valeur		26 901	- 1 760
dont reclassées en résultat		- 602	- 3 498
Charge d'impôt sur couvertures de flux de trésorerie	[18]	- 7 889	1 577
Investissement dans une entité étrangère <sup>1)</sup>		0	- 3 240
Charge d'impôt sur investissement net dans une entité étrangère	[18]	0	974
Écarts de conversion		- 27 034	385
<b>Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net</b>		<b>- 8 624</b>	<b>- 5 562</b>
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	[24]	- 667	- 1 784
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	[18]	481	229
<b>Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net</b>		<b>- 186</b>	<b>- 1 555</b>
<b>Autres éléments du résultat global, net d'impôt</b>		<b>- 8 810</b>	<b>- 7 117</b>
<b>Résultat global net d'impôt</b>		<b>154 953</b>	<b>148 760</b>
Attribuable à :			
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech		152 335	146 505
Participations ne donnant pas le contrôle		2 619	2 255

1) Cette rubrique se réfère aux gains et pertes de change liés aux prêts intragroupe accordés sur une base à long terme.

## État de la situation financière

	Notes en annexe	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
<b>Actifs non courants</b>			
Goodwill	[16]	386 045	344 777
Autres immobilisations incorporelles	[16]	172 906	144 018
Immobilisations corporelles	[17]	331 295	261 464
Immobilisations financières		11 808	2 272
Autres actifs		18	832
Actifs d'impôts différés	[18]	10 989	10 754
		<b>913 060</b>	<b>764 116</b>
<b>Actifs courants</b>			
Stocks	[19]	185 604	171 057
Créances clients	[20]	211 616	183 952
Autres actifs financiers	[21]	20 049	8 543
Actifs d'impôts exigibles		24 465	20 901
Autres actifs		16 561	12 524
Trésorerie et équivalents de trésorerie		32 552	34 756
		<b>490 845</b>	<b>431 733</b>
<b>Total actif</b>		<b>1 403 905</b>	<b>1 195 849</b>
<b>Capitaux propres</b>			
<b>Capitaux propres attribuables aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech</b>			
Capital social	[22]	18 436	18 083
Réserves		231 526	231 526
Bénéfices non distribués et autres réserves		622 066	508 396
<b>Participations ne donnant pas le contrôle</b>	[23]	<b>7 426</b>	<b>5 551</b>
		<b>879 454</b>	<b>763 556</b>
<b>Passifs non courants</b>			
Obligations au titre des prestations de retraite	[24]	35 446	34 219
Autres provisions	[27]	3 103	3 083
Emprunts financiers	[25]	46 250	9 375
Passifs financiers de location-financement		15 829	16 678
Autres passifs financiers	[26]	30 392	55 792
Passifs d'impôts différés	[18]	42 987	28 780
		<b>174 007</b>	<b>147 928</b>
<b>Passifs courants</b>			
Provisions	[27]	9 558	9 281
Dettes fournisseurs	[28]	117 959	107 754
Emprunts financiers	[25]	95 933	74 677
Passifs financiers de location-financement		1 658	1 592
Autres passifs financiers	[28]	34 964	23 245
Avantages au personnel	[28]	31 895	28 619
Passifs d'impôts exigibles		31 791	20 997
Autres passifs		26 685	18 200
		<b>350 444</b>	<b>284 364</b>
<b>Total capitaux propres et passif</b>		<b>1 403 905</b>	<b>1 195 849</b>

## Tableau de flux de trésorerie

	Notes en annexe	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Résultat avant impôt		220 613	212 985
Résultat financier	[12]	1 089	12 931
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>		<b>221 702</b>	<b>225 916</b>
Amortissement   dépréciation des immobilisations	[16][17]	50 678	44 687
Augmentation   diminution des provisions	[24][27]	655	- 449
Impôts décaissés	[13]	- 49 248	- 65 717
Autres éléments non financiers		3 489	583
<b>Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>		<b>227 276</b>	<b>205 020</b>
Augmentation   diminution des créances	[20][21]	- 46 316	- 45 206
Augmentation   diminution des stocks et en-cours	[19]	- 21 091	- 23 429
Augmentation   diminution des dettes	[26][28]	14 819	20 274
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle</b>		<b>174 689</b>	<b>156 659</b>
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	[16][17]	- 126 826	- 79 713
Autres paiements		0	0
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions &amp; cessions de filiales</b>		<b>- 126 826</b>	<b>- 79 713</b>
Paiement relatif à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités ; trésorerie nette acquise	[8]	- 68 100	- 23 020
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>		<b>- 194 926</b>	<b>- 102 733</b>
Variation de capital	[22]	0	- 636
Intérêts reçus	[12]	290	129
Intérêts payés et autres charges financières	[12]	- 1 914	- 1 681
Dividendes payés :			
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A.		- 38 713	- 30 734
- aux participations ne donnant pas le contrôle		- 704	- 795
<b>Flux brut de trésorerie généré lié aux opérations de financement</b>		<b>- 41 041</b>	<b>- 33 717</b>
Souscriptions d'emprunts	[25]	60 994	18 998
Remboursements d'emprunts	[25]	- 3 333	- 35 378
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>		<b>16 620</b>	<b>- 50 096</b>
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		- 3 617	3 831
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		34 756	31 831
Incidences des variations du cours des devises de l'exercice		1 414	- 906
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>		<b>32 552</b>	<b>34 756</b>

Les notes annexes des états financiers consolidés du groupe font partie intégrante de ces états.

## État de variation des capitaux propres

en milliers €	Capital social	Réserves	Réserves sur opérations de couverture	Réserves pour retraites	Réserves non distribuées	Réserves de conversion	Capitaux propres part du groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
<b>Solde au 1<sup>er</sup> janvier 2016</b>	<b>15 367</b>	<b>235 231</b>	<b>- 3 280</b>	<b>- 9 539</b>	<b>367 926</b>	<b>35 736</b>	<b>641 440</b>	<b>5 779</b>	<b>647 220</b>
Résultat net de l'exercice	0	0	0	0	153 678	0	153 678	2 199	155 877
Couvertures de flux de trésorerie	0	0	- 5 258	0	0	0	- 5 258	0	- 5 258
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0	0	0	- 1 784	0	0	- 1 784	0	- 1 784
Écarts de conversion	0	0	0	0	0	328	328	57	385
Investissement dans une entité étrangère	0	0	0	0	- 3 240	0	- 3 240	0	- 3 240
Impôts différés relatifs	0	0	1 577	229	974	0	2 780	0	2 780
<b>Autres éléments du résultat global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3 681</b>	<b>- 1 555</b>	<b>- 2 266</b>	<b>328</b>	<b>- 7 174</b>	<b>57</b>	<b>- 7 117</b>
<b>Résultat global net d'impôt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 3 681</b>	<b>- 1 555</b>	<b>151 412</b>	<b>328</b>	<b>146 505</b>	<b>2 255</b>	<b>148 760</b>
Augmentation de capital	3 069	- 3 705	0	0	0	0	- 636	0	- 636
Dividendes	0	0	0	0	- 30 734	0	- 30 734	- 795	- 31 529
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle	0	0	0	- 10	1 699	0	1 688	- 1 688	0
Autres variations	- 353	0	0	122	- 28	0	- 259	0	- 259
<b>Solde au 31 décembre 2016   1<sup>er</sup> janvier 2017</b>	<b>18 083</b>	<b>231 526</b>	<b>- 6 961</b>	<b>- 10 983</b>	<b>490 275</b>	<b>36 064</b>	<b>758 004</b>	<b>5 551</b>	<b>763 556</b>
Résultat net de l'exercice	0	0	0	0	161 088	0	161 088	2 676	163 763
Couvertures de flux de trésorerie	0	0	26 299	0	0	0	26 299	0	26 299
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0	0	0	- 667	0	0	- 667	0	- 667
Écarts de conversion	0	0	0	0	0	- 26 977	- 26 977	- 57	- 27 034
Investissement dans une entité étrangère	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts différés	0	0	- 7 889	481	0	0	- 7 408	0	- 7 408
<b>Autres éléments du résultat global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 410</b>	<b>- 186</b>	<b>0</b>	<b>- 26 977</b>	<b>- 8 753</b>	<b>- 57</b>	<b>- 8 810</b>
<b>Résultat global net d'impôt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 410</b>	<b>- 186</b>	<b>161 088</b>	<b>- 26 977</b>	<b>152 335</b>	<b>2 619</b>	<b>154 953</b>
Dividendes	0	0	0	0	- 38 713	0	- 38 713	- 704	- 39 417
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle	0	0	0	0	40	0	40	- 40	0
Autres variations	353	0	0	0	9	0	362	0	362
<b>Solde au 31 décembre 2017</b>	<b>18 436</b>	<b>231 526</b>	<b>11 449</b>	<b>- 11 169</b>	<b>612 698</b>	<b>9 087</b>	<b>872 028</b>	<b>7 426</b>	<b>879 454</b>

La variation des « participations ne donnant pas le contrôle » se rapporte à l'acquisition des actions restantes de la société AllPure Technologies LLC. Pour plus de détails, merci de se référer à la note 23.

L'augmentation de capital en 2016 fait référence au fractionnement réalisé en 2016. Pour plus de détails, merci de se référer à la note 22.

# Notes annexes aux états financiers

## 1. Informations générales

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 et des milieux de culture cellulaire, Sartorius Stedim Biotech aide l'industrie biopharmaceutique dans le monde entier à développer et fabriquer des médicaments 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 fulgurante de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et ses partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces conformément à sa philosophie « Turning science into solutions ».

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

La société mère de Sartorius Stedim Biotech SA est la société Sartorius AG, dont le siège est à Göttingen, en Allemagne, et cotée sur plusieurs places boursières allemandes (codes ISIN : 0007165607 pour les actions ordinaires et 0007165631 pour les actions préférentielles).

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes internationales, les états financiers consolidés du groupe Sartorius Stedim Biotech pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont préparés en conformité avec les normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne et disponibles sur le site :

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

Les états financiers consolidés sont établis en euros. Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés en milliers d'euros (en abrégé « en milliers d'euros »). Dans certains cas, la somme des chiffres exprimés dans ce rapport ne correspond pas précisément aux totaux et pourcentages indiqués en raison des différences d'arrondis.

Ces états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 15 février 2018. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 3 avril 2018.

## 2. Impact des nouvelles normes

Par rapport aux états financiers consolidés de 2016, les nouvelles normes ou les modifications des normes suivantes sont d'application obligatoire pour la première fois en 2016 et sont sans incidence sur la présentation de la situation financière et de la performance du groupe :

– Amendements à IAS 7 : Initiative, informations à fournir.

Ces modifications visent à clarifier la norme IAS 7 et à améliorer l'information fournie sur les activités de financement de l'entité présentant les états financiers. En particulier, les informations additionnelles doivent permettre aux utilisateurs de l'information financière d'évaluer les variations des passifs résultant des activités de financement (voir note 7).

– Amendements à IAS 12 : Reconnaissance d'impôts différés actif au titre des pertes reportables

Les modifications visent à clarifier plusieurs aspects concernant la comptabilisation des actifs d'impôt différé pour les pertes non réalisées.

Les normes, interprétations et amendements suivants ne sont pas encore appliqués aux états financiers consolidés de l'exercice dans la mesure où ils n'ont pas encore été adoptés par l'Union européenne ou parce que leur application n'est pas obligatoire en 2017 :

Normes   Interprétations	Titre	Applicable aux exercices ouverts au <sup>1)</sup>	Adoption par la Commission européenne
IFRS 14	Comptes de report réglementaires	1 <sup>er</sup> janvier 2016	Non
Amendements à IFRS 12	Amélioration des IFRS (Cycle 2014 - 2016) - (Publication en déc. 2016)	1 <sup>er</sup> janvier 2017	Non
Amendements à IFRS 1 et IAS 28	Amélioration des IFRS (Cycle 2014 - 2016) - (Publication en déc. 2016)	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Non
IFRS 15	Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Oui
IFRS 9	Instruments financiers	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Oui
Clarifications relatives à IFRS 15	Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Oui
Amendements à IFRS 2	Classification et mesure des transactions basées sur les actions	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Non
Amendements à IFRS 4	Application d'IFRS 9 - Instruments financiers en lien avec IFRS 4 - Contrats d'assurance	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Oui
Amendements à IAS 40	Transfert de propriété relative à un investissement financier	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Non
IFRIC 22	Transactions en devises étrangères et reconnaissance anticipée	1 <sup>er</sup> janvier 2018	Non
IFRS 16	Contrat de location	1 <sup>er</sup> janvier 2019	Oui
IFRIC 23	Positions fiscales incertaines	1 <sup>er</sup> janvier 2019	Non
Amendements à IFRS 9	Clause de remboursement anticipé	1 <sup>er</sup> janvier 2019	Non
Amendements à IFRS 28	Intérêts à long terme dans les entreprises associées et coentreprises	1 <sup>er</sup> janvier 2019	Non
Amendements à IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 et IAS 23	Améliorations des IFRS (Cycle 2015 - 2017) - (Publication en décembre 2017)	1 <sup>er</sup> janvier 2019	Non
IFRS 17	Contrats d'assurances	1 <sup>er</sup> janvier 2021	Non
Amendements à IFRS 10 et IAS 28	Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entité associée ou une co-entreprise	n.a.	Non

<sup>1)</sup> Les normes doivent être appliquées une fois qu'elles ont été approuvées par la Commission européenne. Les dates mentionnées ci-dessus sont les dates requises par la norme elle-même (dates d'entrée en vigueur de l'IASB).

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 de référence doit être reconnu le revenu dans les comptes. Cette norme remplace les normes déjà existantes relatives à la reconnaissance des revenus incluant IAS 18- Produit des activités ordinaires, IAS 11- Contrats de construction et IFRIC 13- Programme de fidélisation de la clientèle. IFRS 15 sera applicable à compter de l'année 2018.

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

Le groupe n'effectuera pas une application rétrospective complète de la nouvelle norme. Au contraire, le groupe reconnaîtra l'impact cumulé à la date de la première application de la nouvelle norme IFRS 15 par un changement dans la balance d'ouverture des capitaux propres. En outre, lors de la première application, le groupe entend appliquer la norme IFRS 15 uniquement aux contrats qui ne sont pas considérés comme des contrats achevés à la date de la première application. Sur la base de l'évaluation des contrats de construction non achevés à la date de la première application, le groupe considère que des produits d'un montant d'environ 5 millions d'euros comptabilisés dans le passé seraient comptabilisés au moment de l'application de la norme IFRS 15 lorsque les projets respectifs de « Solutions Intégrées » seraient clôturés. Par conséquent, les produits relatifs aux périodes futures seront supérieurs de ce montant par rapport à l'ancienne politique de constatation des produits. Dans le cas où les produits seront comptabilisés au fil du temps selon la norme IFRS 15 pour les contrats de construction, les coûts continueront d'être évalués sur la base des coûts encourus par rapport aux coûts prévus du projet « Solutions Intégrées » concerné.

De plus, l'application de l'IFRS 15 entraînera des obligations d'informations élargies concernant les revenus provenant de contrats avec des clients.

IFRS 9- Instruments financiers : cette norme prévoit une nouvelle approche pour le classement et l'évaluation des actifs financiers. et décrit également les lignes directrices en matière de comptabilité de couverture.

Le groupe a procédé à une analyse de ses instruments financiers et a classé les instruments financiers selon la norme IFRS 9. Sur cette base, il n'est pas prévu que la nouvelle réglementation relative au classement des actifs financiers sur la base du modèle économique et des flux de trésorerie contractuels modifie les états financiers du groupe de manière significative. Les actifs financiers du groupe sont essentiellement détenus à des fins de recouvrement. De plus, les flux de trésorerie contractuels des actifs financiers proviennent principalement des paiements d'intérêts et de capital (SPPI). Sur cette base, aucun changement significatif ne devrait résulter de l'application des nouvelles directives de classification et de mesure d'IFRS 9.

Le Groupe a décidé d'appliquer les nouvelles directives de comptabilité de couverture de la norme IFRS 9 à compter de l'exercice 2018. Les relations de couverture du groupe sont également qualifiées comme telles en IFRS 9. Le groupe utilise des opérations à terme pour couvrir les risques de flux de trésorerie résultant des variations des taux de change par rapport aux ventes de produits et ne désigne que l'élément spot de l'instrument de couverture. Selon la norme IFRS 9, les variations de la valeur de l'élément à terme seront comptabilisées dans les autres éléments du résultat global et reclassées en résultat lorsque les flux de trésorerie couverts influenceront le résultat. Ce changement devrait réduire la volatilité du résultat du Groupe. Au 31 décembre 2017, le montant non désigné comme couverture s'élève à environ 3 millions d'euros.

En ce qui concerne la dépréciation des actifs financiers, la norme IFRS 9 remplace le modèle « Pertes encourues » par le modèle « Pertes de crédit attendues ». Les dépréciations sont comptabilisées sur la base de la perte de crédit prévue sur douze mois ou sur la base des pertes de crédit attendues sur la durée de vie. En ce qui concerne les actifs financiers du groupe, l'approche simplifiée appliquée aux créances clients est particulièrement pertinente. Cependant, en raison des faibles pertes sur créances subies au cours des dernières années, le groupe ne prévoit pas de comptabiliser de dépréciations additionnelles significatives dans l'hypothèse de perspectives économiques constantes. Outre les créances commerciales, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont les actifs financiers les plus significatifs par rapport à l'état de la situation financière du groupe. Sur la base des connaissances actuelles, la perte qui devrait être comptabilisée selon la norme IFRS 9 ne serait pas significative en raison de

la solvabilité élevée des contreparties et des échéances courtes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Dans l'ensemble, l'incidence de la nouvelle approche de dépréciation introduite par la norme IFRS 9 devrait être limitée.

Le groupe ne corrigera pas les chiffres financiers de l'exercice précédent en ce qui concerne le classement et l'évaluation (y compris la dépréciation) lors de l'application initiale d'IFRS 9. Lors de la première application, les différences entre les valeurs comptables au 31 décembre 2017 et celles au début de la période d'application d'IFRS 9 appliquée pour la première fois (le 1er janvier 2018) seront comptabilisées en capitaux propres. Compte tenu de l'impact de la nouvelle norme décrite ci-dessus, cela s'appliquera en particulier à la valeur comptable des créances clients et au reclassement de l'élément à terme des instruments de couverture à la date du bilan dans le « coût de la réserve de couverture ». En raison de considérations de matérialité, aucune perte de valeur ne sera constatée pour les espèces et quasi-espèces. En outre, l'application de la norme IFRS 9 exige de nouvelles informations, notamment en ce qui concerne la comptabilité de couverture, le risque de crédit et les pertes de crédit attendues.

L'application de la norme IFRS 16 - Comptabilisation des contrats de location est obligatoire à compter de l'exercice 2019. La norme IFRS 16 introduit pour le preneur un modèle comptable normalisé selon lequel les baux sont généralement comptabilisés au bilan du preneur. Le preneur reconnaît un actif au titre de son droit d'utilisation représentant son droit d'utiliser l'actif sous-jacent ainsi qu'un passif de loyers au titre de son obligation à payer. Il existe des exemptions pour les contrats avec un loyer de courte durée ou ceux portant sur des éléments à faible valeur. La comptabilisation du bailleur reste similaire à celle de la norme actuelle, c'est-à-dire que les contrats de location sont toujours classés soit en contrat de location financement soit en contrat de location simple.

Le groupe a commencé à analyser les effets de cette nouvelle norme et ne prévoit pas d'appliquer la norme avant l'exercice 2019. En l'état actuel de l'analyse, le groupe prévoit d'utiliser les exemptions pour les contrats de courte durée et ceux portant sur des éléments à faible valeur et prévoit de comptabiliser de manière générale les paiements de locations correspondantes en charge sur la durée du contrat.

L'application de la norme IFRS 16 entraînera vraisemblablement une augmentation de l'actif immobilisé et des passifs financiers. Sur la base de son niveau actuel de connaissances, le groupe ne s'attend pas à un impact significatif global sur ses principaux éléments clés, tels que le ratio de fonds propres ou l'EBITDA courant.

Par exemple, sur la base des obligations financières futures du groupe en relation avec les contrats de location simples existants au 31 décembre 2017, le ratio de fonds propres serait réduit d'environ 1 % et la marge d'EBITDA courant serait légèrement augmentée.

### 3. Principales règles et méthodes comptables

#### Base de préparation

Les états financiers consolidés du groupe sont basés sur le principe du coût historique d'acquisition, de construction ou de production, à l'exception des éléments reflétés à la juste valeur, tels que les actifs financiers détenus à des fins de transaction ou disponibles à la vente et les instruments financiers dérivés.

#### Processus de consolidation

Les états financiers consolidés du groupe Sartorius Stedim Biotech comprennent les états financiers annuels de toutes les sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société Sartorius Stedim Biotech S.A. Au regard de la norme IFRS 10 - États financiers consolidés -, le groupe Sartorius Stedim Biotech contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci.

Ces entreprises sont incluses dans les états financiers consolidés dès lors que Sartorius Stedim Biotech S.A. ou une de ses filiales obtiennent un tel contrôle. Elles sont incluses jusqu'à la date à laquelle le contrôle cesse.

Les états financiers des filiales sont inclus sur la base de leurs états financiers annuels en retenant la même période de référence que la société mère, en utilisant des méthodes de reconnaissance et de mesures uniformes au sein du groupe.

Tous les actifs et passifs intra-groupes, les capitaux propres, produits, charges et flux de trésorerie liés aux opérations entre les membres du groupe sont éliminés en consolidation.

#### Regroupements d'entreprises

Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition. Les actifs identifiables acquis, les passifs pris en charge sont évalués en général à la juste valeur à la date du regroupement d'entreprises.

Pour les acquisitions significatives, la répartition du prix d'achat est effectuée avec l'aide de spécialistes de valorisation d'entreprise, spécialistes tiers indépendants. Les évaluations sont basées sur les informations disponibles à la date d'acquisition.

Le groupe détermine le goodwill à la date d'acquisition sur la base de :

- La juste valeur de la contrepartie transférée ; et
- Le montant comptabilisé pour toute participation ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise ; plus
- Si le regroupement d'entreprises est réalisé par étapes, la juste valeur de toute participation précédemment détenue dans l'entreprise acquise ; moins
- Le montant net comptabilisé des actifs identifiables acquis et des passifs repris.

Lorsque la différence est négative, un profit au titre de l'acquisition à des conditions avantageuses est comptabilisé immédiatement en résultat.

Les frais directement liés aux regroupements d'entreprises sont comptabilisés en charges lorsqu'ils sont encourus.

#### Conversion des opérations libellées en devises

La monnaie de présentation des états financiers consolidés du groupe Sartorius Stedim Biotech est l'euro (les états financiers sont présentés en milliers d'euros). Dans les états financiers de chaque entreprise, les opérations libellées en devises étrangères ont été converties dans la monnaie fonctionnelle de la filiale au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs monétaires et les dettes libellées en devises étrangères ont été convertis au taux de change à la date du bilan. Les gains et pertes de change ont été reconnus en résultat pour la période.

#### Conversion des états financiers établis en devises étrangères

Les états financiers des filiales établis en devises étrangères ont été convertis conformément à la norme IAS 21 - Effets des variations des cours des monnaies étrangères -, conformément au concept de monnaie fonctionnelle. Les filiales étrangères ont été considérées comme des subdivisions indépendantes du groupe Sartorius Stedim Biotech. Les actifs (y compris le goodwill) et les passifs des entités qui ont une monnaie fonctionnelle différente de la monnaie de présen-

tation sont convertis au taux de change en vigueur à la date du bilan. Les éléments du compte de résultat et les flux de trésorerie de ces entités ont été convertis en utilisant le taux moyen pour l'année, dans la mesure où ce taux représente une valeur approchée des taux de change utilisés à la date de la transaction en l'absence de fluctuations significatives. Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en réserve de conversion dans les autres éléments du résultat global en tant que composante distincte des capitaux propres.

Pour les prêts à long terme dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible, le groupe applique le principe de « l'investissement net dans une activité à l'étranger ». Les différences de change résultant de ces prêts sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global en conformité avec la norme IAS 21.32 et reclassées en résultat à la date de cession ou de la perte de contrôle.

Les taux de change pour les principales devises de l'euro sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Pour 1 €	Taux de change à la date de clôture		Taux de change moyens	
	2017	2016	2017	2016
USD	1,19930	1,05410	1,12955	1,10659
GBP	0,88723	0,85618	0,87670	0,81952
JPY	135,01000	123,40000	126,70218	120,20024
CHF	1,17020	1,07390	1,11173	1,09004
INR	76,60550	71,59350	73,52751	74,35823
KRW	1279,61000	1269,36000	1276,62397	1283,96650
CNY	7,80440	7,32020	7,62790	7,35117

#### Chiffre d'affaires

Tous les revenus provenant de la vente de produits ou de prestation de services sont reconnus en chiffre d'affaires. Les autres revenus opérationnels sont comptabilisés en autres produits opérationnels. Le chiffre d'affaires résultant de la vente de produits est constaté en compte de résultat après le transfert du risque à l'acheteur ; la société ne détenant plus un contrôle efficace et continu sur les biens vendus, le montant des recettes et des coûts engagés ou devant être engagés peut être évalué de façon fiable, et il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entreprise.

Les revenus provenant des prestations de services sont comptabilisés proportionnellement à la phase d'achèvement de la transaction à la date de clôture

### Contrats de construction

Un contrat de construction est un contrat spécifiquement négocié pour la construction d'un actif ou d'un ensemble d'actifs qui sont étroitement liés ou interdépendants en termes de conception, de technologie et de fonction, ou encore de finalité, ou d'utilisation. Lorsque le résultat d'un contrat de construction peut être estimé de façon fiable, les revenus provenant des projets de construction sont généralement comptabilisés selon la méthode de l'avancement des travaux, sur la base du pourcentage des coûts à jour par rapport aux coûts totaux estimés du contrat. Une perte attendue sur le contrat de construction est comptabilisée en charges immédiatement.

Les contrats sont inscrits dans les créances ou dettes selon l'avancement des travaux. Si les travaux cumulatifs (les coûts du contrat et le résultat de contrat) dépassent le montant des avances reçues, les contrats de construction sont comptabilisés en créances au titre des montants dus par les clients. Si le solde après déduction des acomptes reçus est négatif, cette obligation des contrats de construction est reconnue comme un passif au titre des montants dus aux clients.

### Coûts opérationnels

D'une manière générale, les charges d'exploitation sont affectées aux différentes fonctions par le biais de centres de profit et coût. Les dépenses relatives à des études ou des projets transversaux sont affectées aux différents coûts de fonctionnement sur la base du principe de répartition le plus approprié.

Le coût des ventes comprend les coûts de revient des produits vendus et les coûts d'acquisition des marchandises vendues. Outre les charges pouvant être réparties directement (matières premières et approvisionnements, charges directes de personnel et coûts d'énergie), le coût des ventes intègre également des frais généraux qui peuvent être imputés au secteur de fabrication, ainsi que les dépréciations et amortissements correspondants.

Les coûts de vente et de distribution concernent, en particulier, ceux liés aux activités commerciales et de marketing, de distribution, de publicité et d'étude de marché.

Le poste « Recherche et développement » intègre les frais de recherche et développement de produits et de procédés sauf s'ils sont reconnus en immobilisations.

Le poste « Frais généraux » intègre essentiellement les charges de personnel hors celles classées en coût des ventes, en frais commerciaux et de distribution et en

frais de recherche et développement et tous les autres frais administratifs.

L'ensemble des autres coûts et produits qui ne peuvent être alloués à l'un des domaines fonctionnels mentionnés ci-dessus sont comptabilisés en autres produits et charges opérationnels. Cela comprend essentiellement les impacts liés à la conversion des opérations libellées en devises, la vente d'immobilisations, les pertes sur créances clients, les frais de restructuration et les dépenses non récurrentes. Les revenus provenant de subventions sont comptabilisés en autres produits, s'il existe une assurance raisonnable que les conditions attachées aux subventions sont respectées et que les subventions seront reçues. Ils sont comptabilisés en résultat sur la période au cours de laquelle sont comptabilisés les coûts destinés à être compensés.

### Coûts d'emprunt

Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges, sauf s'ils sont directement affectables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié et sont donc partie intégrante du coût de cet actif. Un actif qualifié est défini comme un actif qui nécessite une période substantielle de temps (entre 6 et 12 mois) pour être affecté à son utilisation prévue.

### Impôts sur les bénéfices

Les impôts exigibles sont déterminés sur la base du revenu imposable local relatif à la période et sur la base des règles fiscales locales. En outre, les impôts courants comprennent les ajustements pour les paiements d'impôts potentiels ou des remboursements d'impôt estimés. La variation des actifs et passifs d'impôts différés est incluse dans le montant de l'impôt figurant au compte de résultat à l'exception des impacts constatés dans les autres éléments du résultat global ou en capitaux propres.

Des actifs ou des passifs d'impôts différés sont déterminés selon la méthode bilanciale du report variable pour toutes les différences temporelles existantes à la date de clôture entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales des actifs et des passifs concernés (à l'exception des cas prévus par la norme IAS 12), ainsi que sur les déficits reportables et les crédits d'impôts. L'évaluation est basée sur les taux d'imposition qui devraient être en vigueur pour la période au cours de laquelle la différence temporelle devient déductible ou le passif concerné est réglé.

À cet effet, les taux d'imposition et les règles fiscales utilisés sont ceux qui ont été adoptés ou quasi-adoptés à la date de clôture. Les actifs d'impôts différés ne sont comptabilisés au titre des différences temporelles déductibles, des pertes fiscales et des crédits d'impôts non utilisés que dans la mesure où il est probable que le groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels ceux-ci pourront être imputés.

### Goodwill

Le goodwill représente les avantages économiques futurs résultant des autres actifs acquis lors d'un regroupement d'entreprises qui n'ont pas été identifiés et comptabilisés séparément.

Selon la norme IAS 36, le goodwill résultant des regroupements d'entreprises ne peut pas être amorti, mais doit faire l'objet d'un test de dépréciation annuel dès lors qu'il existe des indices de perte de valeur.

Dans le cadre de l'« impairment test », le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie (U.G.T.) ou groupe d'U.G.T. susceptibles de bénéficier des synergies liées au regroupement d'entreprises. L'U.G.T. représente le plus petit groupe d'actifs générant des entrées de trésorerie résultant de leur utilisation continue, largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs et ne peut pas être plus importante qu'un secteur opérationnel, au sens de l'information sectorielle.

### Autres actifs incorporels

Les immobilisations incorporelles acquises sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements (calculés selon la méthode linéaire) et d'éventuelles pertes de valeur. La durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle est la période pendant laquelle le groupe s'attend à utiliser l'actif.

Les coûts encourus au titre du développement de nouveaux produits sont activés en tant qu'immobilisations incorporelles générées en interne si les critères suivants sont réunis :

- la faisabilité technique de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
- l'intention d'achever cet actif incorporel ;
- la capacité à utiliser ou vendre cet actif incorporel ;

la probabilité que l'immobilisation générée en interne pourra générer des avantages économiques futurs ;

- l'existence de ressources disponibles (techniques et financières) pour achever le développement ou vendre l'actif incorporel ;

- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses engagées au titre du projet de développement.

Les coûts de développement activés couvrent principalement les coûts alloués aux personnels participant aux efforts de développement, aux matières premières et fournitures, aux services externes et aux charges directement imputables. Les immobilisations incorporelles générées en interne sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée d'utilité qui, en général, ne dépasse pas six années.

Si une immobilisation incorporelle générée en interne ne peut pas être reconnue, les coûts de développement sont inclus dans le compte de résultat de la période au cours de laquelle ils sont encourus. Les coûts des activités de recherche sont comptabilisés directement en charge sur l'exercice concerné.

L'amortissement des immobilisations incorporelles est basé sur les périodes de durée d'utilité suivantes :

Logiciel	2 à 5 ans
Frais de recherche et développement capitalisés	4 à 6 ans
Relations client et technologies	5 à 15 ans
Marque	De 5 ans à l'infini

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition et sont amorties sur leur durée d'utilité estimée selon la méthode linéaire.

L'amortissement des immobilisations est calculé sur les périodes d'utilité suivantes :

Constructions	15 à 50 ans
Machines	5 à 15 ans
Équipement atelier et matériel de bureau	3 à 13 ans

Les immobilisations corporelles font l'objet de tests de perte de valeur dès l'apparition d'indices de pertes de valeur.

### Dépréciation d'actifs non financiers

Les valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles font l'objet de tests de perte de valeur dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur et au moins

une fois par an pour les actifs dont la durée de vie est indéterminée ou non encore mise en service en application de la norme IAS 36 - Dépréciation d'actifs. En cas d'indice de perte de valeur, la valeur recouvrable de l'actif est évaluée. La valeur recouvrable de l'actif ou de l'unité génératrice de trésorerie (U.G.T.) correspond à la plus haute valeur entre le prix de vente (diminué des coûts pour vendre l'actif ou l'unité génératrice de trésorerie) et la valeur d'usage. S'il s'avère impossible d'évaluer la valeur recouvrable de l'actif en question, la valeur recouvrable de son unité génératrice de trésorerie est évaluée.

Si la valeur recouvrable évaluée d'un actif (ou d'une unité génératrice de trésorerie) devient inférieure à sa valeur comptable, cette dernière est ramenée à sa valeur recouvrable, en comptabilisant une dépréciation (affectée en priorité sur le goodwill).

Si les causes de la perte de valeur d'un actif disparaissent, la valeur comptable de l'actif (ou de l'U.G.T.) est ajustée sur la base de la nouvelle valeur recouvrable évaluée (sauf pour le goodwill), en impactant directement le résultat. Toutefois, l'augmentation de la valeur comptable est limitée à la valeur que l'actif (ou l'U.G.T.) aurait eu si aucune dépréciation n'avait été comptabilisée au cours d'exercices précédents.

### Contrats de location

Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur en échange d'un paiement ou d'une série de paiements le droit d'utiliser un actif pour une période de temps convenue. Selon la norme IAS 17, un contrat de location est classé comme un contrat de location simple ou un contrat de location-financement. Un contrat de location-financement est un contrat qui transfère la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif. Tous les autres contrats sont désignés comme des contrats de location simple.

Quand le groupe est preneur d'un contrat de location-financement, un montant égal à la juste valeur du bien loué, ou si elle est inférieure, la valeur actualisée des paiements minimaux, est constaté à l'actif du bilan et simultanément reconnu comme une dette financière. Les paiements minimums exigibles sont essentiellement constitués de la charge financière et de la réduction de la dette évaluée selon la méthode des intérêts effectifs. Un actif loué est amorti sur une base linéaire sur sa durée de vie prévue ou sur la durée du bail si celle-ci est plus courte.

Pour un contrat de location simple, les loyers à payer par le locataire sont comptabilisés en charges sur la

durée du contrat et les loyers perçus par le bailleur sont comptabilisés corrélativement en produits. L'actif loué continue d'être reconnu dans le bilan du bailleur en immobilisations corporelles.

### Stocks

Pour les matières premières et approvisionnements, la méthode de valorisation appliquée est le coût moyen pondéré. Les produits finis et l'en-cours de production sont constatés au coût complet. Ce coût intègre les coûts directs, qui peuvent être imputés à ces éléments, et une quote-part des frais généraux de production et de manutention des matières, d'amortissement et | ou de dépréciation fondée sur la capacité normale de production, sous réserve que ces charges soient liées à la production.

Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés pour l'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour le marketing, la vente et la distribution. En cas de risques liés aux stocks (surstockage ou rotation lente des stocks par exemple), les stocks sont dépréciés en conséquence.

### Pensions de retraite

Les provisions pour retraites et obligations similaires sont constatées dans les états financiers consolidés du groupe Sartorius Stedim Biotech, conformément aux principes actuariels. La norme IAS 19 - Avantages du personnel - précise la méthode des unités de crédit projetées comme la méthode de mesure à retenir. En plus des pensions connues et l'espérance de vie, cette méthode tient compte des futurs salaires et de l'augmentation des pensions.

Toutes les réévaluations du passif net au titre des prestations définies sont comptabilisées dans les autres éléments de l'état du résultat global dans les capitaux propres (en réserves pour retraite) conformément à la norme IAS 19.

### Provisions

Une provision est comptabilisée dès lors qu'il existe un engagement ou une obligation vis-à-vis de tiers découlant d'engagements passés, un décaissement de ressources probable et à condition que le montant de l'obligation puisse être raisonnablement estimé. Le montant comptabilisé en provision représente la meil-

leure estimation de l'obligation à la date de clôture. Les provisions dont le dénouement est supposé intervenir dans plus de 12 mois sont actualisées (valeur actuelle des dépenses attendues pour éteindre l'obligation).

Les provisions sont régulièrement revues et ajustées selon les renseignements disponibles ou si les circonstances changent. L'évaluation de la provision pour frais de garantie est fondée sur l'expérience historique.

Des provisions pour restructuration sont constituées dans le cadre de programmes qui modifient sensiblement le champ d'activité réalisé par un segment ou une unité d'affaires ou bien un changement dans la gestion des affaires. Dans la plupart des cas, les frais de restructuration comprennent les prestations de cessation d'emploi et des indemnités liées à la résiliation de contrats avec les fournisseurs et distributeurs, y compris les contrats de location. Les provisions pour restructuration sont comptabilisées lorsque le groupe a un plan formalisé et détaillé qui a commencé ou dont la mise en œuvre a été annoncée.

#### Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier d'une entité et un passif financier ou un instrument de capitaux propres d'une autre entité. Les actifs financiers du groupe comprennent principalement la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs financiers disponibles à la vente, des créances et des prêts et les instruments financiers dérivés ayant une juste valeur positive.

Les passifs financiers du groupe comprennent principalement les emprunts contractés auprès de Sartorius AG, les dettes fournisseurs, les dettes de location-financement et les instruments financiers dérivés ayant une juste valeur négative.

#### Instruments financiers non dérivés

Lors de la comptabilisation initiale, les instruments financiers non dérivés sont comptabilisés à leur juste valeur, majorée des coûts de transaction à l'exception des actifs financiers à la juste valeur pour lesquels les coûts de transaction, lorsqu'ils sont engagés, sont comptabilisés en résultat. À la date d'acquisition, le groupe détermine la classification de l'instrument financier selon l'une des catégories prévues par la norme IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation et évaluation (actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, placements détenus jusqu'à leur échéance, prêts et créances et passifs financiers). Cette classification détermine la méthode

d'évaluation des actifs financiers aux clôtures ultérieures (coût amorti ou juste valeur).

#### Trésorerie et équivalents de trésorerie

Le groupe considère en trésorerie et équivalents de trésorerie tous les placements à forte liquidité avec une échéance de moins de trois mois à la date d'acquisition. Il s'agit principalement des chèques, des caisses et des dépôts dans les banques. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont évalués à la juste valeur. Pour la présentation du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie tels que définis ci-dessus.

#### Titres de participation

Les investissements dans les filiales non consolidées et les autres titres de participation sont évalués au coût historique quand il n'existe pas de marché actif pour ces actifs financiers et que la juste valeur de ces actifs est difficilement mesurable.

#### Créances clients et comptes rattachés

Les créances clients et comptes rattachés ont été enregistrés en prenant en compte les risques identifiés à la clôture de l'exercice. Les valeurs comptables des créances clients et comptes rattachés sont considérées comme représentatives de leur juste valeur compte tenu des dates de maturité et des risques de crédit. Pour déterminer la recouvrabilité des créances clients, le groupe considère toute évolution de la qualité du crédit à partir de la date où il a été initialement consenti.

#### Prêts et créances

Les actifs financiers classés comme prêts et créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif moins toute perte de valeur. Les pertes de valeur sur clients et autres débiteurs sont comptabilisées en utilisant des comptes de dépréciation distincts.

#### Passifs financiers

Les passifs financiers sont évalués, à l'exception des instruments financiers dérivés, au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

### Instruments financiers dérivés

Les instruments financiers dérivés, tels que les contrats de change de devises étrangères et les contrats de swaps de taux d'intérêt sont évalués à leur juste valeur. Les instruments financiers dérivés sont classés comme détenus à des fins de transaction sauf s'ils sont désignés comme instruments de couverture, pour lesquels la comptabilité de couverture est appliquée.

### Couvertures des flux de trésorerie

La partie efficace des variations de la juste valeur des instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. Toute partie inefficace des variations est comptabilisée immédiatement dans le résultat net (résultat financier). Les montants accumulés en capitaux propres sont reclassés en résultat net au cours de la période où l'élément couvert affecte le résultat net.

### Tableau de flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle, liés aux opérations d'investissement et liés aux opérations de financement.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles sont calculés selon la méthode indirecte, c'est-à-dire que les charges sans incidence sur la trésorerie sont ajoutées au résultat alors que les produits sans incidence sur la trésorerie sont soustraits. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont constitués essentiellement de la variation des instruments de capitaux propres incluant les paiements des dividendes et des remboursements et des souscriptions d'emprunts.

## 4. Jugements et estimations

Lors de la préparation des états financiers consolidés, la direction a recours à des estimations et hypothèses fondées sur ses meilleures connaissances de la situation actuelle et future à un instant donné. Toutefois, les résultats pourraient être différents des estimations et hypothèses retenues. Ces hypothèses et estimations sont révisées régulièrement et l'impact des changements d'estimation est comptabilisé prospectivement.

Par ailleurs, la direction du groupe exerce son jugement pour définir le traitement comptable de certaines transactions lorsque les normes et

interprétations en vigueur ne traitent pas de manière précise les problématiques comptables concernées.

Les principaux sujets faisant l'objet d'hypothèses et estimations sont :

### Regroupements d'entreprises

La comptabilisation des regroupements d'entreprises nécessite que les actifs acquis et les passifs repris soient comptabilisés à leur juste valeur respective à la date où le groupe obtient le contrôle. L'application de la méthode d'acquisition nécessite certaines estimations et hypothèses à retenir, en particulier sur les justes valeurs des actifs incorporels, les immobilisations corporelles acquises et les passifs assumés à la date d'acquisition, et sur les durées d'utilité des actifs incorporels et corporels acquis.

Ces estimations sont basées dans une large mesure sur les flux de trésorerie prévus. Si les flux de trésorerie réels diffèrent de ceux utilisés dans le calcul de la juste valeur, cela peut sensiblement affecter les résultats opérationnels futurs du groupe.

### Dépréciation d'actifs

Un test de dépréciation doit être effectué annuellement pour les actifs non amortis et dès lors que certains événements conduisent à penser qu'un actif devrait être déprécié. Dans ce cas, la valeur nette comptable de l'actif doit être comparée à sa valeur recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre la valeur réalisable nette et la valeur d'utilité. Le calcul de la valeur d'utilité prend en considération les projections de flux de trésorerie actualisés avec des projections pouvant aller jusqu'à cinq ans. Ces projections tiennent compte des expériences passées et représentent la meilleure estimation de la direction quant à l'évolution du chiffre d'affaires et des coûts. Les flux de trésorerie après la période planifiée sont extrapolés en utilisant des taux de croissance individuels. Les hypothèses clés sur lesquelles la direction a fondé sa détermination de la valeur d'utilité comprennent les taux de croissance estimés, le coût moyen pondéré du capital et le taux d'impôt. Ces estimations peuvent avoir une incidence importante sur les valeurs respectives et, au final, sur le montant de toute dépréciation constatée à la clôture.

### Immobilisations incorporelles

La capitalisation des immobilisations incorporelles développées en interne intègre également un niveau significatif de jugement comme par exemple l'évalua-

tion de la faisabilité d'un projet de développement, les perspectives commerciales attendues et la détermination des durées d'utilisation.

#### Créances clients et autres actifs courants

La dépréciation pour créances douteuses implique un jugement de la direction, une revue des créances individuelles clients et des tendances économiques actuelles, ainsi qu'une analyse historique des créances douteuses sur la base du portefeuille.

#### Provisions pour avantages au personnel

Les obligations au titre des provisions pour retraite et des autres avantages postérieurs à l'emploi sont déterminées en fonction d'évaluations actuarielles. Ces évaluations reposent sur des hypothèses clés, notamment les taux d'actualisation, les augmentations salariales prévues et les taux relatifs aux tables de mortalité. Les hypothèses de taux d'actualisation sont déterminées par référence aux rendements des obligations de sociétés de haute qualité sur une durée et sur la base d'une monnaie appropriée à la fin de la période considérée.

En raison des évolutions des marchés financiers et des conditions économiques, les hypothèses sous-jacentes clés peuvent différer des faits réels et conduire à des changements significatifs des provisions pour retraite et des provisions pour autres avantages postérieurs à l'emploi.

Ces différences sont comptabilisées en autres éléments du résultat global, en totalité, au cours de la période où elles se produisent, sans affecter le compte de résultat. Pour une analyse de sensibilité, merci de se référer à la note 24 - Provisions pour avantages au personnel.

#### Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Les provisions sont comptabilisées lorsque des engagements juridiques ou autres existent à la date de clôture. Pour déterminer le montant de ces engagements, certaines estimations et hypothèses doivent être appliquées, y compris la détermination de la probabilité du risque et la sortie probable de ressources. En règle générale, les estimations des provisions comprennent notamment les estimations liées à des contrats déficitaires, à des coûts de garantie, aux obligations liées aux coûts de séparation d'un actif et aux procédures judiciaires.

#### Impôts sur les bénéfices

Le groupe opère dans différentes juridictions fiscales et doit donc décider de positions fiscales en vertu des lois fiscales pertinentes et des points de vue des autorités fiscales, qui peuvent être complexes et sujettes à des interprétations différentes des autorités fiscales locales. Des impôts différés actifs doivent être enregistrés pour toutes différences temporelles ou pour tout déficit reportable quand il est probable que le groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels ceux-ci pourront être imputés. Comme les impositions futures sont incertaines et se fondent en partie sur une approche de la direction, les hypothèses sont nécessaires pour estimer les bénéfices imposables futurs, ainsi que la période au cours de laquelle les impôts différés actifs seront utilisés.

Ces estimations sont revues au cours de la période pendant laquelle les éléments sont suffisants pour réviser l'hypothèse. Si la direction estime probable que la totalité ou une partie d'un impôt différé actif ne puisse être imputée, le montant correspondant n'est pas considéré comme un actif.

#### Mesure de la juste valeur

Un certain nombre de réglementations comptables et d'informations à fournir par le groupe exige la mesure de la juste valeur des actifs et des passifs financiers et non financiers, y compris les justes valeurs de niveau 3.

Si des informations fournies par des tiers, tels que des cours de courtage ou des services de tarification, servent à mesurer les justes valeurs, la direction évalue les éléments obtenus auprès des tiers pour étayer la conclusion que ces évaluations satisfont aux exigences des normes IFRS, en incluant notamment le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans laquelle ces évaluations doivent être classées.

Lors de la mesure de la juste valeur d'un actif ou d'un passif, le groupe utilise autant que possible les données de marché observables.

Si les éléments retenus pour mesurer la juste valeur d'un actif ou d'un passif intègrent les différents niveaux de la hiérarchie de la juste valeur, l'évaluation de la juste valeur est catégorisée dans son intégralité au même niveau de la hiérarchie de la juste valeur que l'entrée de niveau le plus bas et ce pour l'ensemble de la mesure.

## 5. Secteurs opérationnels

Selon la norme IFRS 8 - Secteurs opérationnels, la présentation des secteurs opérationnels doit être basée sur une « approche management », c'est-à-dire que la détermination des secteurs opérationnels s'appuie sur le reporting financier interne de l'entité. Un secteur opérationnel à présenter est donc une composante d'une entité qui se livre à des activités économiques à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des produits des activités ordinaires et de devoir supporter des charges, dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité (à savoir, les membres exécutifs du Conseil d'administration) en vue de prendre des décisions en matière d'affectation de ressources au secteur et d'évaluation des performances et pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. La structure de direction et le système de reporting financier interne au sein de Sartorius Stedim Biotech sont basés sur une approche en tant que « fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients. En conséquence, il n'existe qu'un seul secteur opérationnel identifié pour Sartorius Stedim Biotech guidé par une perspective produit et client : « Biopharma ».

L'indicateur clé de performance utilisé pour mesurer la performance du secteur opérationnel du groupe Sartorius Stedim Biotech est « l'EBITDA courant » dans la mesure où le Conseil d'administration analyse cette performance à un niveau consolidé et estime que cet indicateur est pertinent pour la compréhension de la performance financière du groupe.

L'EBITDA correspond au résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements ; « l'EBITDA courant » correspond à l'EBITDA corrigé des éléments non-récurrents. Les éléments non-récurrents sont les produits et charges qui sont de nature exceptionnelle ou inhabituelle et, par conséquent, faussent l'analyse de la rentabilité d'un segment. Du point de vue du groupe, ces éléments ont également un impact significatif sur la valeur, la situation financière et les résultats du groupe. Par exemple constituent des éléments non-récurrents les frais de restructuration, les coûts liés à des projets relativement importants au niveau du groupe ainsi que des produits ou des charges provenant de la cession, du transfert d'actifs financiers ou d'actifs corporels, à condition que ceux-ci ne soient pas de nature récurrente.

L'EBITDA corrigé des éléments non-récurrents n'est pas une mesure de performance définie dans les normes IFRS. La définition par le groupe de l'EBITDA corrigé des éléments non-récurrents ne peut être comparable aux mesures de performance et aux informations fournies par d'autres entités.

Les actifs sectoriels et les passifs sectoriels ne sont pas analysés de manière régulière par le principal décideur opérationnel de l'entité et ne sont donc pas intégrés dans les reportings des secteurs opérationnels.

en milliers €	Biopharma			Groupe		
	2017	2016	Variation	2017	2016	Variation
Chiffre d'affaires	1 081 033	1 051 611	3 %	1 081 033	1 051 611	3 %
EBITDA courant	294 912	288 680	2 %	294 912	288 680	2 %
En % du chiffre d'affaires	27,3 %	27,5 %		27,3 %	27,5 %	
EBIT (Résultat opérationnel)	221 702	225 916	- 2 %	221 702	225 916	- 2 %
En % du chiffre d'affaires	20,5 %	21,5 %		20,5 %	21,5 %	
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	136 734	80 161	71 %	136 734	80 161	71 %

### Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel :

en milliers €	2017	2016
EBITDA courant du secteur opérationnel	294 912	288 680
Dépréciations et amortissements	- 50 645	- 44 685
Éléments non-récurrents	- 22 564	- 18 079
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>221 702</b>	<b>225 916</b>
Résultat financier	- 1 089	- 12 931
<b>Résultat avant impôt</b>	<b>220 613</b>	<b>212 985</b>

### Informations complémentaires par région

En complément de l'information sectorielle prévue par la norme IFRS 8, le tableau ci-dessous présente une information complémentaire par zone géographique.

Les chiffres clés relatifs aux actifs non courants par zone géographique font référence à la localisation de la société et le chiffre d'affaires est présenté selon la localisation des clients.

Les actifs non courants correspondent aux actifs corporels et aux actifs incorporels des sociétés du groupe (incluant le goodwill) qui doivent être alloués à ces différentes régions. Le goodwill résultant de l'acquisition inversée de Stedim en 2007 et les actifs incorporels corrélatifs sont présentés au sein des actifs non courants « Europe ».

Le montant du chiffre d'affaires avec le principal client ne dépasse pas 10 % du chiffre d'affaires consolidé (en 2017 comme en 2016).

en milliers €	Chiffre d'affaires		Actifs non courants	
	2017	2016	2017	2016
EMEA	460 664	454 350	756 242	658 011
Dont Allemagne	130 454	131 120	296 567	263 975
Dont France	56 955	54 009	305 508	300 959
Les Amériques	368 817	387 784	113 722	73 607
Dont États-Unis	339 319	355 914	113 722	73 607
Asie   Pacifique	251 552	209 477	20 281	18 640
Dont Chine	66 978	47 131	1 526	2 246
Dont Corée du Sud	76 585	56 661	7 109	6 998
<b>Groupe</b>	<b>1 081 033</b>	<b>1 051 611</b>	<b>890 245</b>	<b>750 259</b>

## 6. Périmètre de consolidation

Les états financiers 2017 des filiales suivantes

- TAP Biosystems (PHC) Ltd., Royaume-Uni,
- TAP Biosystems Ltd., Royaume-Uni,
- Distribio GmbH

n'ont pas été intégrés dans le périmètre des sociétés consolidées, en raison du caractère non significatif de leurs montants.

Le chiffre d'affaires et le total des actifs des sociétés non consolidées sont inférieurs à 1 % des chiffres du groupe.

Au cours de l'exercice, l'entité AllPure Technologies LLC a été fusionnée avec la société Sartorius Stedim North America Inc.

Les états financiers des sociétés indiquées ci-dessous ont été consolidés dans les états financiers du groupe :

	Quote-part du capital détenu (en %)
<b>EMEA</b>	
Sartorius Stedim Biotech S.A., Aubagne, France	Société mère
Sartorius Stedim Belgium N.V., Bruxelles, Belgique	100
Sartorius Stedim Nordics Oy, Helsinki, Finlande	100
Sartorius Stedim Biotech GmbH, Goettingen, Allemagne	100
Sartorius Stedim Plastics GmbH, Goettingen, Allemagne	100
Sartorius North America Holding GmbH, Hanovre, Allemagne	100
Sartorius Stedim Systems GmbH, Guxhagen, Allemagne	100
Sartorius Stedim Cellca GmbH, Laupheim, Allemagne	100
Sartorius Stedim UK Ltd., Epsom, Royaume-Uni	100
Sartorius Stedim BioOutsource Ltd., Glasgow, Royaume-Uni	100
Sartorius Stedim Lab Ltd., Louth, Royaume-Uni	100
TAP Biosystems Group Ltd., Royston, Royaume-Uni	100
TAP ESOP Management Ltd., Royston, Royaume-Uni	100
The Automation Partnership Cambridge Ltd., Royston, Royaume-Uni	100
Sartorius Stedim FMT S.A.S., Aubagne, France	100
Sartorius Stedim France S.A.S., Aubagne, France	100
Sartorius Stedim Aseptics S.A., Lourdes, France	100
Sartorius Stedim Ireland Ltd., Dublin, Irlande	100
Sartorius Stedim Italy S.p.A., Florence, Italie	100
Sartorius Stedim Netherlands B.V., Amersfoort, Pays-Bas	100
Sartorius Stedim Austria GmbH, Vienne, Autriche	100
Sartorius Stedim Poland sp. z.o.o., Kostrzyn, Pologne	100
Sartorius Stedim RUS, St. Petersburg, Russie	100
Sartorius Stedim Data Analytics AB, Umeå, Suède	100
Sartorius Stedim Switzerland AG, Tagelswangen, Suisse	100
Sartorius Stedim Spain S.A., Madrid, Espagne	100
Sartorius Stedim Hungaria Kft., Budapest, Hongrie	100
Sartorius Stedim Bioprocess S.A.R.L., M'Hamdia, Tunisie	100
<b>Les Amériques</b>	
Sartorius Stedim Filters Inc., Yauco, Porto Rico	100
Sartorius Stedim North America Inc., Bohemia, New York, États-Unis	100
<b>Asie   Pacifique</b>	
Sartorius Stedim Australia Pty. Ltd., Dandenong South, Victoria, Australie	100
Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd., Beijing, Chine	100
Sartorius Stedim (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, Chine	100
Sartorius Stedim India Pvt. Ltd., Bangalore, Inde	100
Sartorius Stedim Japan K.K., Tokyo, Japon	100
Sartorius Korea Biotech Co. Ltd., Séoul, Corée du Sud	69
Sartorius Stedim Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaisie	100
Sartorius Stedim Singapore Pte. Ltd., Singapour	100

Il n'y a pas d'entités associées ou de co-entreprises incluses dans le périmètre de consolidation ; toutes les sociétés sont consolidées par la méthode d'intégration globale. Le taux de participation correspond à la quote-part des droits de vote détenus.

## 7. Tableau de flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie présente l'impact des encaissements et décaissements sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe. Les flux de trésorerie sont classés en flux liés aux activités opérationnelles, aux activités d'investissement et aux activités de financement selon la norme IAS 7 - Tableau de flux de trésorerie.

Dans ce contexte, les équivalents de trésorerie sont des actifs que l'on peut convertir en espèces avec une échéance à court terme (généralement moins de trois mois). Le montant pris en compte dans le tableau de flux de trésorerie correspond au montant figurant dans l'état de la situation financière.

Le tableau suivant résume l'évolution des passifs liés aux activités de financement au cours de la période :

	Solde au 31 décembre 2016 en milliers €	Flux de trésorerie	Effets de change	Autres impacts non financiers	Solde au 31 décembre 2017 en milliers €
Emprunts financiers	84 052	58 347	- 215	0	142 184
Passifs financiers de location-financement	18 270	- 686	- 173	76	17 487
Passifs financiers relatifs aux "Phantom Units" liés à l'acquisition de AllPure	5 833	0	- 706	155	5 282
<b>Total des passifs financiers liés aux opérations de financement</b>	<b>108 155</b>	<b>57 661</b>	<b>- 1 094</b>	<b>231</b>	<b>164 952</b>

## 8. Regroupement d'entreprises

### Acquisition de la société Umetrics

Le 3 avril 2017, le groupe a acquis 100% des actions de la société suédoise MKS Instruments AB (Umetrics) basée à Umeå en Suède. Parallèlement, l'entreprise a été renommée « Sartorius Stedim Data Analytics AB ». Outre ces actions, le groupe a également acquis d'autres actifs incorporels liés à cette opération d'actifs de regroupement d'entreprises.

Umetrics est un fournisseur leader mondial de logiciels d'analyse de données pour la modélisation et l'optimisation des processus de développement et de fabrication dans l'industrie biopharmaceutique. La répartition du prix d'acquisition a été finalisée comme suit :

	Juste valeur à la date d'acquisition en milliers €
Immobilisations incorporelles	26 992
Immobilisations corporelles	141
Créances clients	1 185
Autres actifs	277
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 894
Impôts différés - montant net	- 4 759
Autres passifs	- 1 793
<b>Actif net acquis</b>	<b>28 936</b>
Prix d'acquisition	74 993
<b>Goodwill</b>	<b>46 057</b>

Le prix d'achat d'environ 75 millions d'euros a été versé sous la forme d'un paiement en cash. Les charges directement attribuables à l'acquisition pour un montant de 0,2 million d'euros ont été comptabilisées en autres charges dans le compte de résultat. L'écart d'acquisition n'est pas déductible selon les règles fiscales.

Les actifs incorporels comptabilisés sont principalement des actifs incorporels liés à la technologie et à la clientèle. L'écart d'acquisition représente des synergies et non des actifs incorporels non séparables tels que le savoir-faire de la main-d'œuvre.

Depuis la consolidation de l'entité le 3 avril 2017, Umetrics a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros et a impacté de manière non significative le chiffre d'affaires et les résultats du Groupe. Si l'acquisition avait eu lieu au 1<sup>er</sup> janvier 2017, le chiffre d'affaires du Groupe aurait été d'environ 1 083,7 millions d'euros. Le bénéfice de la période aurait été de 164,7 millions d'euros.

## Notes annexes au compte de résultat

### 9. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires par zone géographique peut être ventilé comme suit :

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
France	56 955	54 009
Allemagne	130 454	131 120
Autres pays	893 624	866 482
<b>Total</b>	<b>1 081 033</b>	<b>1 051 611</b>

Le chiffre d'affaires réalisé avec les autres filiales du groupe Sartorius s'élève à 60 292 milliers d'euros en 2017 (contre 48 063 milliers d'euros en 2016). Merci de se référer à la note 32.

Le chiffre d'affaires se décompose en ventes de produits pour un montant de 1 028,7 millions d'euros et en prestations de services pour un montant de 52,3 millions d'euros (respectivement 1007,1 millions d'euros et 44,6 millions d'euros en 2016). Pour le chiffre d'affaires en relation avec les contrats de construction, merci de se référer à la note 20.

Pour plus de détail sur la répartition géographique du chiffre d'affaires, merci de vous référer à la note 5.

### 10. Les coûts d'exploitation

L'état du résultat net a été présenté par fonction, c'est-à-dire que les charges ont été directement affectées aux différentes fonctions de production, de vente et de distribution, de marketing, de recherche et développement et de frais généraux.

Les coûts d'exploitation par nature sont réconciliés au résultat opérationnel en note 14.

En 2017, les paiements relatifs aux contrats de location pour les actifs loués en vertu de contrats de location simple représentent un montant de 11,3 millions d'euros (2016 : 9,6 millions d'euros).

Les postes matières premières et frais de personnel sont présentés ci-dessous :

### Matières premières et fournitures

Ce poste peut être ventilé comme suit :

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Achats consommés	235 762	260 968
Autres coûts liés aux achats	48 353	38 633
<b>Total</b>	<b>284 114</b>	<b>299 601</b>

### Frais de personnel

Ce poste peut être ventilé comme suit :

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Salaires	244 438	224 077
Charges sociales	54 481	49 105
Charges de retraite et charges relatives aux indemnités de départ à la retraite	8 088	5 500
<b>Total</b>	<b>307 007</b>	<b>278 683</b>

### 11. Autres produits et charges opérationnels

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Gains de change	7 652	14 516
Produits liés aux reprises de dépréciation clients	784	1 522
Reprise sur provisions consommées	973	2 982
Subventions	8 013	2 825
Autres produits	1 135	3 263
<b>Total des autres produits</b>	<b>18 557</b>	<b>25 109</b>
Pertes de change	- 14 762	- 12 263
Coûts de réorganisation	- 22 564	- 18 079
Charges liées aux dotations pour dépréciation clients	- 808	- 864
Autres charges	- 3 410	- 4 198
<b>Total des autres charges</b>	<b>- 41 543</b>	<b>- 35 404</b>
<b>Total autres produits et charges opérationnels</b>	<b>- 22 987</b>	<b>- 10 296</b>

Cette catégorie comprend les produits liés aux subventions, notamment les subventions couvrant des dépenses (essentiellement liées aux projets de recherche et de développement) qui sont reconnues comme produit dès qu'il est suffisamment évident que les conditions requises sont remplies. Le montant pour la période correspond principalement aux subventions reçues pour les activités de recherche et développement.

Les éléments non-récurrents (coût de réorganisation) s'élèvent à -22,6 millions d'euros (-18,1 millions d'euros en 2016) et correspondent en grande partie à des dépenses ponctuelles liées à la stratégie du groupe et aux coûts relatifs aux acquisitions précédemment mentionnées.

## 12. Résultat financier

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Produits financiers	274	127
- dont montants avec les autres sociétés du groupe	18	0
Produits sur instruments financiers dérivés	801	845
Autres produits financiers	8 425	912
<b>Produits financiers</b>	<b>9 500</b>	<b>1 884</b>
Charges d'intérêts	-3 834	-3 787
- dont montants avec les autres sociétés du groupe	-1 814	-1 471
Charges sur instruments financiers dérivés	-1 706	-952
Charges d'intérêts sur retraites	-585	-622
Autres charges financières	-4 465	-9 454
<b>Charges financières</b>	<b>-10 589</b>	<b>-14 815</b>
<b>Total</b>	<b>-1 089</b>	<b>-12 931</b>

Les autres produits financiers en 2017 comprennent principalement les gains de change (les autres charges financières en 2016 comprennent principalement les pertes de change) liés à la trésorerie et aux emprunts libellés en devises ainsi que les produits et charges résultantes des variations de la juste valeur des passifs liés aux rachats des participations ne donnant pas le contrôle d'All Pure et du passif lié à Lonza (voir aussi chapitre 26).

Les intérêts des sociétés affiliées sont liés au prêt consenti par Sartorius AG (voir aussi chapitre 32).

## 13. Charge d'impôt

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Impôts courants	-56 173	-55 632
Impôts différés	-676	-1 476
<b>Total</b>	<b>-56 849</b>	<b>-57 108</b>

Les impôts en France sont calculés au taux de 34,43 % sur le bénéfice imposable évalué de l'exercice. En Allemagne, un taux d'environ 30 % a été appliqué au résultat imposable. Le résultat généré hors de France et d'Allemagne est imposé aux taux en vigueur dans les pays concernés.

Compte tenu des taux d'imposition moyens en France et en Allemagne ainsi que de l'effet d'autres législations fiscales, le taux d'imposition prévu pour le groupe Sartorius Stedim Biotech est d'environ 29 %. Le tableau suivant présente la différence entre la charge d'impôt théorique et la charge d'impôt constatée pour l'exercice concerné.

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Charge d'impôt estimée (29 %)	-63 978	-61 766
Différence avec le taux d'imposition moyen du groupe	8 638	9 410
Différences permanentes	-1 551	-3 660
Produit non imposable et autres exonérations	1 262	1 946
Impôts relatifs aux exercices précédents	-853	-2 125
Retenue à la source et autres impôts équivalents	-596	-940
Autres	228	27
<b>Total</b>	<b>-56 849</b>	<b>-57 108</b>
Taux d'imposition effectif	-25,8 %	-26,8 %

Les évolutions futures du taux d'imposition en France et aux Etats-Unis n'ont pas eu d'impact significatif sur les charges fiscales en 2017. A partir de l'année prochaine, le Groupe anticipe un impact positif sur le taux d'impôt du groupe d'environ 2 %.

#### 14. Ventilation par nature du résultat opérationnel

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 081 033</b>	<b>1 051 611</b>
Achats consommés	- 235 762	- 260 968
Autres coûts liés aux achats	- 48 353	- 38 633
Frais de personnel	- 307 007	- 278 683
Amortissement et dépréciation	- 50 678	- 44 687
Autres coûts opérationnels	- 217 531	- 202 725
<b>Sous-total</b>	<b>- 859 331</b>	<b>- 825 695</b>
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>221 702</b>	<b>225 916</b>
Résultat financier	- 1 089	- 12 931
Impôt sur le résultat	- 56 849	- 57 108
Participations ne donnant pas le contrôle	- 2 676	- 2 199
<b>Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>161 088</b>	<b>153 678</b>

#### 15. Résultat par action

Selon la norme IAS 33 - Résultat par action -, le résultat par action doit être déterminé séparément. Le bénéfice par action (BPA) de base est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pendant la période.

Au cours de l'année 2016, la société-mère Sartorius Stedim Biotech S.A. a procédé à un fractionnement d'actions, portant son nombre d'actions à 92 180 190 (multiplication par six - merci de se référer au chapitre 22 pour plus de détails).

	2017	2016
Résultat net après impôts (en milliers €)	163 763	155 877
Résultat net part du groupe après impôts (en milliers €)	161 088	153 678
Résultat par action (€)	1,75	1,67
Résultat net dilué par action (€)	1,75	1,67
Nombre de titres (statutaire)	92 180 190	92 180 190
Titres auto-détenus	0	- 5 883
<b>Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour calcul du résultat par action</b>	<b>92 180 190</b>	<b>92 174 307</b>
<b>Nombre d'actions total utilisé pour calcul du résultat dilué par action</b>	<b>92 180 190</b>	<b>92 174 307</b>

## Notes annexes à l'état de la situation financière

### 16. Goodwill et autres immobilisations incorporelles

#### Goodwill

	Goodwill en milliers €
<b>Valeurs brutes au 1<sup>er</sup> janv. 2016</b>	<b>336 959</b>
Écart de conversion	- 5 044
Regroupement d'entreprises	12 862
<b>Valeurs brutes au 31 déc. 2016</b>	<b>344 777</b>
<b>Pertes liées aux « impairment tests » au 1<sup>er</sup> jan. 2016</b>	<b>0</b>
Écart de conversion	0
Pertes liées aux « impairment tests »	0
<b>Pertes liées aux « impairment tests » au 31 déc. 2016</b>	<b>0</b>
<b>Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2016</b>	<b>344 777</b>
	Goodwill en milliers €
<b>Valeurs brutes au 1<sup>er</sup> janv. 2017</b>	<b>344 777</b>
Écart de conversion	- 4 789
Regroupement d'entreprises	46 057
<b>Valeurs brutes au 31 déc. 2017</b>	<b>386 045</b>
<b>Pertes liées aux « impairment tests » au 1<sup>er</sup> jan. 2017</b>	<b>0</b>
Écart de conversion	0
Pertes liées aux « impairment tests »	0
<b>Pertes liées aux « impairment tests » au 31 déc. 2017</b>	<b>0</b>
<b>Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2017</b>	<b>386 045</b>

Le poste goodwill (386 045 milliers d'euros) correspond au montant résiduel provenant des regroupements d'entreprises. Conformément à la norme IAS 36, le goodwill acquis dans un regroupement d'entreprises n'est pas amorti, et doit être soumis à un « impairment test » au moins une fois par an et dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

La variation enregistrée en 2017 concerne l'acquisition de la société kSep Systems ; la variation en 2016 concerne l'acquisition de la société Umetrics (se référer à la note 6).

Dans le cadre de l'« impairment test », le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie (U.G.T.) susceptible de bénéficier des synergies liées au regroupement d'entreprises. L'U.G.T. représente le plus petit niveau bénéficiant d'une gestion interne autonome et ne peut pas être plus importante qu'un secteur opérationnel, au sens de l'information sectorielle. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a pour stratégie d'être un fournisseur de solutions innovantes pour ses clients. En raison des interdépendances de ce marché, le plus petit niveau auquel puisse être affecté le goodwill est le segment Biopharma. Le goodwill a donc été affecté en totalité à cette U.G.T.

Comme en 2016, le test de dépréciation réalisé pour 2017 évalue la valeur recouvrable sur la base de la valeur d'utilité de l'unité génératrice de trésorerie (segment Biopharma). Les prévisions de trésorerie prennent en compte les résultats passés et les prévisions approuvées par le management du groupe sur une période de quatre ans. Le groupe a retenu l'hypothèse d'un taux de croissance à l'infini de 2,5 % pour les années après 2021. Ce dernier taux provient des attentes du marché qui prévoit des taux de croissance significatifs pour le marché biopharmaceutique visé. Le principal vecteur de la croissance pour le groupe Sartorius Stedim Biotech sera le vieillissement de la population, l'augmentation de la population, l'amélioration de l'accès aux médicaments dans les pays émergents et le transfert progressif de produits multi-utilisation vers l'utilisation de produits à usage unique pour les industries biopharmaceutiques.

Les taux d'actualisation correspondent au coût moyen pondéré du capital comme suit :

	2017		2016	
	Avant impôt	Après impôt	Avant impôt	Après impôt
Biopharma	8,5 %	6,8 %	7,9 %	6,3 %

En 2017, notre test de dépréciation n'a pas conduit à la comptabilisation de pertes de valeur. Dans ce contexte, diverses analyses de sensibilité basées sur les variations réalistes des hypothèses décrites ci-dessus n'ont pas entraîné de dépréciation. Les variations suivantes représenteraient théoriquement le « point d'équilibre » :

	2017	2016
Taux d'actualisation	20,4 %	23,3 %
Taux de croissance	- 28,4 %	- 48,7 %
Flux de trésorerie	- 80,2 %	- 84,9 %

## Immobilisations incorporelles

	Concessions, droits de propriété indus. et droits similaires, licences, etc. en milliers €	Marque en milliers €	Relation clients en milliers €	Coûts de développement capitalisés en milliers €	Acomptes en milliers €	Total en milliers €
<b>Valeurs brutes au 1<sup>er</sup> janv. 2016</b>	<b>70 933</b>	<b>10 982</b>	<b>117 965</b>	<b>57 506</b>	<b>318</b>	<b>257 704</b>
Écarts de conversion	- 1 115	- 23	- 1 941	- 853	0	- 3 931
Regroupement d'entreprises	4 244	102	5 323	0	0	9 668
Acquisitions	589	0	4	14 570	36	15 199
Cessions	- 94	0	0	- 3 169	0	- 3 263
Transfert de compte à compte	107	0	0	0	- 318	- 211
<b>Valeurs brutes au 31 déc. 2016</b>	<b>74 664</b>	<b>11 061</b>	<b>121 351</b>	<b>68 054</b>	<b>36</b>	<b>275 165</b>
<b>Cumul des dépréciat.   amortiss. au 1<sup>er</sup> janv. 2016</b>	<b>- 21 259</b>	<b>- 27</b>	<b>- 59,590</b>	<b>- 33 479</b>	<b>0</b>	<b>- 114 354</b>
Écarts de conversion	100	5	378	59	0	541
Dépréciations   amortissements	- 6 759	- 46	- 8 498	- 5 304	0	- 20 607
Reprises sur cessions	93	0	0	3 169	0	3 262
Transfert de compte à compte	11	0	0	0	0	11
<b>Cumul des dépréciat.   amortiss. au 31 déc. 2016</b>	<b>- 27 813</b>	<b>- 68</b>	<b>- 67 710</b>	<b>- 35 556</b>	<b>0</b>	<b>- 131 147</b>
<b>Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2016</b>	<b>46 850</b>	<b>10 993</b>	<b>53 641</b>	<b>32 498</b>	<b>36</b>	<b>144 018</b>

	Concessions, droits de propriété indus. et droits similaires, licences, etc. en milliers €	Marque en milliers €	Relation clients en milliers €	Coûts de développement capitalisés en milliers €	Acomptes en milliers €	Total en milliers €
<b>Valeurs brutes au 1<sup>er</sup> janv. 2017</b>	<b>74 664</b>	<b>11 061</b>	<b>121 351</b>	<b>68 054</b>	<b>36</b>	<b>275 165</b>
Écarts de conversion	- 2 817	- 47	- 1 006	- 387	0	- 4 257
Regroupement d'entreprises	11 614	892	14 486	0	0	26 992
Acquisitions	5 767	0	469	20 788	0	27 024
Cessions	- 34	0	0	- 2 685	0	- 2 720
Transfert de compte à compte	- 143	0	0	155	0	12
<b>Valeurs brutes au 31 déc. 2017</b>	<b>89 051</b>	<b>11 906</b>	<b>135 300</b>	<b>85 924</b>	<b>36</b>	<b>322 216</b>
<b>Cumul des dépréciat.   amortiss. au 1<sup>er</sup> janv. 2017</b>	<b>- 27 813</b>	<b>- 68</b>	<b>- 67 710</b>	<b>- 35 556</b>	<b>0</b>	<b>- 131 147</b>
Écarts de conversion	1,298	5	410	139	0	1 853
Dépréciations   amortissements	- 7 306	- 98	- 10 072	- 5 176	0	- 22 652
Reprises sur cessions	34	0	0	2 607	0	2 641
Transfert de compte à compte	- 5	0	0	0	0	- 5
<b>Cumul des dépréciat.   amortiss. au 31 déc. 2017</b>	<b>- 33 792</b>	<b>- 160</b>	<b>- 77 372</b>	<b>- 37 986</b>	<b>0</b>	<b>- 149 310</b>
<b>Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2017</b>	<b>55 259</b>	<b>11 746</b>	<b>57 928</b>	<b>47 937</b>	<b>36</b>	<b>172 906</b>

La marque Stedim acquise en 2007 est considérée comme ayant une durée d'utilité indéterminée et n'est donc pas amortie. Il n'y a pas de limite finie sur la durée pendant laquelle la marque générera des flux de trésorerie pour le groupe. La marque est soumise à un « impairment test » au moins une fois par an et dès qu'il existe un indice de perte de valeur au niveau de l'unité génératrice de trésorerie (U.G.T.) : segment Biopharma.

Au cours de l'exercice 2017, un total de 20 788 milliers d'euros de coûts de développement a été comptabilisé en immobilisations (14 570 milliers d'euros en 2016).

Les coûts de développement activés ont couvert principalement les coûts alloués aux personnels participant aux efforts de développement, aux matières premières et fournitures, aux services externes et aux charges directement imputables. Les immobilisations incorporelles générées en interne ont été amorties selon la méthode linéaire sur leur durée d'utilité qui, en général, ne dépasse pas six années.

L'amortissement des actifs incorporels est affecté aux fonctions correspondantes dans le compte de résultat. Pour les frais de développement capitalisés, l'amortissement est présenté dans les « coûts des ventes ».

## 17. Immobilisations corporelles

	Terrains, constructions et agencements des constructions en milliers €	Installations techniques, matériels et outillages en milliers €	Autres immobilisations corporelles en milliers €	Immobilisations en cours en milliers €	Total en milliers €
<b>Valeurs brutes au 1<sup>er</sup> janv. 2016</b>	<b>155 555</b>	<b>118 849</b>	<b>69 743</b>	<b>39 799</b>	<b>383 945</b>
Écarts de conversion	- 604	- 657	- 185	- 820	- 2 266
Regroupement d'entreprises	1	0	24	0	25
Acquisitions	11 848	12 088	12 766	28 260	64 962
Cessions	- 328	- 1 288	- 3 352	- 47	- 5 016
Transferts de compte à compte	4 836	23 072	2 788	- 30 487	208
<b>Valeurs brutes au 31 déc. 2016</b>	<b>171 308</b>	<b>152 063</b>	<b>81 784</b>	<b>36 704</b>	<b>441 859</b>
<b>Cumul des amortissements au 1<sup>er</sup> janv. 2016</b>	<b>- 47 966</b>	<b>- 68 064</b>	<b>- 44 614</b>	<b>- 426</b>	<b>- 161 071</b>
Écarts de conversion	103	53	142	29	328
Amortissement	- 5 973	- 10 722	- 7 381	0	- 24 077
Reprises sur cessions	260	1 088	3 085	0	4 433
Transferts de compte à compte	1 539	- 815	- 1 131	398	- 9
<b>Cumul des amortissements au 31 déc. 2016</b>	<b>- 52 038</b>	<b>- 78 460</b>	<b>- 49 899</b>	<b>1</b>	<b>- 180 396</b>
<b>Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2016</b>	<b>119 270</b>	<b>73 603</b>	<b>31 885</b>	<b>36 705</b>	<b>261 464</b>

	Terrains, constructions et agencements des constructions en milliers €	Installations techniques, matériels et outillages en milliers €	Autres immobilisations corporelles en milliers €	Immobilisations en cours en milliers €	Total en milliers €
<b>Valeurs brutes au 1<sup>er</sup> janv. 2017</b>	<b>171 308</b>	<b>152 063</b>	<b>81 784</b>	<b>36 704</b>	<b>441 859</b>
Écarts de conversion	- 4 127	- 2 165	- 2 873	- 4 742	- 13 907
Regroupement d'entreprises	0	0	141	0	141
Acquisitions	2 317	7 438	10 995	88 958	109 708
Cessions	- 454	- 2 683	- 3 153	- 1 797	- 8 087
Transferts de compte à compte	7 494	7 209	1 710	- 15 944	469
<b>Valeurs brutes au 31 déc. 2017</b>	<b>176 538</b>	<b>161 862</b>	<b>88 602</b>	<b>103 179</b>	<b>530 182</b>
<b>Cumul des amortissements au 1<sup>er</sup> janv. 2017</b>	<b>- 52 038</b>	<b>- 78 460</b>	<b>- 49 899</b>	<b>1</b>	<b>- 180 396</b>
Écarts de conversion	1 033	764	2 246	0	4 042
Amortissement	- 6 947	- 12 687	- 8 393	0	- 28 026
Reprises sur cessions	436	2 553	2 978	0	5 967
Transferts de compte à compte	- 405	190	- 260	0	- 475
<b>Cumul des amortissements au 31 déc. 2017</b>	<b>- 57 921</b>	<b>- 87 640</b>	<b>- 53 327</b>	<b>1</b>	<b>- 198 887</b>
<b>Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2017</b>	<b>118 617</b>	<b>74 222</b>	<b>35 275</b>	<b>103 180</b>	<b>331 295</b>

Les dotations aux amortissements et la charge de dépréciation sont incluses dans le compte de résultat selon l'utilisation des actifs dans les coûts des ventes, les frais commerciaux et de distribution, les frais de recherche et développement, les frais généraux et les autres charges opérationnelles.

En 2017, comme pour l'exercice 2016, aucune dépréciation significative n'a été comptabilisée pour les immobilisations incorporelles et corporelles.

Les immobilisations corporelles comprennent les actifs détenus dans le cadre des contrats de location-financement pour un montant de 15 672 milliers d'euros (en 2016 : 16 810 milliers d'euros). Le coût d'acquisition de ces actifs s'élève à 19 682 milliers d'euros (en 2016 : 19 867 milliers d'euros).

## 18. Impôts différés

	Impôts différés actifs		Impôts différés passifs	
	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Immobilisations incorporelles	783	0	36 630	33 484
Immobilisations corporelles	0	0	6 553	6 603
Stocks	9 143	7 237	0	0
Créances clients et autres actifs courants	189	1 970	5 105	0
Provisions	6 649	8 590	0	0
Passif	2 181	3 290	3 140	498
<b>Montant brut</b>	<b>18 945</b>	<b>21 087</b>	<b>51 428</b>	<b>40 585</b>
Déficits reportables	2 334	2 798	0	0
Impôt sur les bénéfices non distribués des filiales	0	0	1 848	1 325
Compensation	- 10 289	- 13 130	- 10 289	- 13 130
<b>Montant net</b>	<b>10 989</b>	<b>10 754</b>	<b>42 987</b>	<b>28 780</b>
<b>Variation</b>	<b>235</b>	<b>712</b>	<b>- 14 207</b>	<b>1 406</b>
<b>Reconnu en compte de résultat</b>	<b>292</b>	<b>480</b>	<b>- 968</b>	<b>- 2 013</b>

**Impôts différés actifs**

À la date de clôture, le groupe présentait des déficits reportables de 18,2 millions d'euros (12,0 millions d'euros en 2016). Des impôts différés ont été constatés pour environ 9,8 millions d'euros (8,3 million d'euros en 2016). Pour les déficits reportables résiduels, aucun montant d'impôt différé n'a été enregistré en raison du manque de visibilité sur les futurs bénéfices imposables.

Les impôts différés actifs s'élèvent à un montant de 2,3 million d'euros (2,7 million d'euros en 2016) et concernent des sociétés qui ont présenté des pertes au titre de cette année ou des années antérieures.

**Impôts différés passifs**

Les impôts différés passifs liés aux immobilisations incorporelles se rapportent à des actifs acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises et par conséquent sont principalement liés aux relations clients et aux technologies acquises.

Le groupe n'a pas comptabilisé d'impôts différés passifs sur les autres réserves cumulées des filiales à hauteur d'approximativement 480 millions d'euros (390 millions d'euros) dans la mesure où ces réserves feront l'objet d'un réinvestissement. Lorsque les dividendes sont payés, un montant de 5% des dividendes concernés, au titre du régime mère-fille, sera imposé au regard des réglementations française et allemande et une application d'une retenue à la source, le cas échéant. En outre, un impôt additionnel pourrait être appliqué dans le cadre de société holding intermédiaire.

Au cours de l'exercice 2017, comme les années précédentes, l'incidence fiscale des instruments de couverture des flux de trésorerie, les impôts différés actifs liés à la comptabilisation des réévaluations des actifs et passifs des régimes à prestations définies et le montant de la charge d'impôt courant dégagée par l'investissement net dans une activité à l'étranger ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. L'impôt différé et la charge d'impôt courant comptabilisés dans les autres éléments du résultat global se présentent comme suit dans le tableau :

en milliers €	2017	2016
Couvertures de flux de trésorerie	- 7 889	1 577
Réévaluation des actifs   passifs au titre des régimes à prestations définies	481	229
Investissement dans une entité étrangère	0	974
<b>Total</b>	<b>- 7 408</b>	<b>2 780</b>

**19. Stocks**

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Matières premières et approvisionnements	60 130	57 203
En-cours de production	53 205	50 454
Produits finis	68 008	59 152
Acomptes sur commandes en cours	4 261	4 248
<b>Total</b>	<b>185 604</b>	<b>171 057</b>

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Valeur brute des stocks	199 824	182 577
Dépréciation des stocks	- 14 221	- 11 520
<b>Valeur nette des stocks</b>	<b>185 604</b>	<b>171 057</b>

**20. Créances clients | Autres actifs courants**

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Créances clients tiers	192 866	168 247
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction	6 967	3 130
Créances clients sur les autres sociétés du groupe Sartorius AG	11 782	12 575
<b>Créances clients</b>	<b>211 616</b>	<b>183 952</b>

Le poste « Créances clients sur les autres sociétés du groupe Sartorius AG » correspond aux créances enregistrées dans nos comptes et qui concernent les autres sociétés du groupe Sartorius (Pour plus de détails, e référer à la section 32).

Dans certains secteurs d'activité, le groupe a recours à des contrats de construction à long terme. Ces contrats de construction sont comptabilisés en application de la norme IAS 11 - Contrats de construction -, selon la méthode du pourcentage d'avancement.

Les « Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction » représentent le montant net des coûts encourus et des profits comptabilisés, diminué des pertes comptabilisées et des facturations dans le cadre de contrats de construction. Le montant cumulé des coûts reconnus dans le compte de résultat sur les projets en cours à la date de clôture est de 36 137 milliers d'euros (2016 : 29 886 milliers d'euros). Pour ces projets, les paiements anticipés représentent un montant de 29 170 milliers d'euros (2016 : 26 756 milliers d'euros). Pour cette année, le revenu reconnu dans le compte de résultat au titre de ces projets en cours est de 43 745 milliers d'euros (2016 : 23 452 milliers d'euros).

Les créances clients et comptes rattachés ont été enregistrées en prenant en compte les risques identifiés à la clôture de l'exercice. Les valeurs comptables des créances clients et comptes rattachés sont considérées comme représentatives de leur juste valeur compte tenu des dates de maturité et des risques de crédit. Pour déterminer la recouvrabilité des créances clients, le groupe considère toute évolution de la qualité du crédit à partir de la date où il a été initialement consenti. Le risque de crédit est considéré comme négligeable dans la mesure où nous travaillons avec une base de clients relativement élargie. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'effectuer de provision pour couvrir les risques au-delà des indemnités déjà enregistrées.

Évolution des dépréciations des créances clients :

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	- 2 591	- 3 359
Dotations	- 808	- 864
Reprises et consommation	105	98
Recouvrement des montants précédemment dépréciés	784	1 522
Écarts de conversion	84	11
Regroupement d'entreprises	- 7	0
<b>Dépréciations à la clôture de l'exercice</b>	<b>- 2 433</b>	<b>- 2 591</b>

Balance âgée des créances clients échues (non dépréciées) :

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
1 à 30 jours	27 456	25 496
31 à 90 jours	14 833	13 413
91 à 180 jours	8 507	4 144
181 à 360 jours	3 964	5 789
plus de 360 jours	557	1 185
<b>Total</b>	<b>55 318</b>	<b>50 026</b>

Pour les créances clients de 55 318 milliers d'euros (2016 : 50 026 milliers d'euros) qui restaient impayées à la date de clôture, il n'est pas nécessaire de prévoir de dépréciation additionnelle dans la mesure où il n'y a pas de changement important dans la solvabilité des débiteurs et que l'on peut s'attendre à ce que ces débiteurs règlent leur encours. Globalement, le groupe a connu des pertes sur créances très faibles au cours des dernières années. Les créances clients dont l'échéance est future et les autres actifs financiers n'ont pas nécessité de dépréciation dans la mesure où aucune indication de perte de valeur n'a été constatée.

## 21. Autres actifs financiers

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Dérivés	7 207	278
Autres actifs financiers	12 842	8 265
<b>Actifs financiers courants</b>	<b>20 049</b>	<b>8 543</b>

Le montant indiqué en tant qu'instrument financier dérivé représente la juste valeur des instruments de couverture (pour plus de détails, voir la section 30)

La rubrique « Autres actifs financiers » comprend les créances rattachées à d'autres entités du groupe Sartorius AG pour 1 542 milliers d'euros (En 2016: 1 786 milliers d'euros).

## 22. Capital social

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

- Au 1er janvier 2016, la société VL Finance SAS a été fusionnée avec Sartorius Stedim Biotech SA, société mère du groupe. L'impact de cette fusion sur les capitaux propres du Groupe n'a pas été significatif.

- Après la réalisation de la fusion, il a été décidé de ramener la valeur nominale de chaque action de 1 euro à 1/6ème d'euro, multipliant par six (6) le nombre d'actions de 15 363 365 actions à 92 180 190 actions.

- Enfin, la valeur nominale de chaque action est passée de 0,167 euro (montant arrondi) à 0,20 euro par incorporation de réserves. Cette opération a entraîné une augmentation des capitaux propres de 3 073 milliers d'euros et une diminution respective des réserves. Le coût de l'augmentation de capital de 601 milliers d'euros a été déduit des réserves.

Il n'existait pas au 31 décembre 2016 ni au 31 décembre 2017 d'instruments dilutifs. Les actions nominatives inscrites au nom du même titulaire depuis au moins quatre ans bénéficient d'un droit de vote double.

	31 déc. 2017	31 déc. 2016
Nombre d'actions à l'ouverture	92 180 190	92 180 190
<b>Nombre d'actions à la clôture</b>	<b>92 180 190</b>	<b>92 180 190</b>
Valeur nominale de l'action (en €)	0,20	0,20
Impact du contrat de liquidité - actions auto-détenues	0	- 353
<b>Montant du capital social (en milliers €)</b>	<b>18 436</b>	<b>18 083</b>

### Dividendes

Le Conseil d'Administration soumettra une proposition à l'Assemblée générale des actionnaires pour le versement d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, comme suit : le paiement d'un dividende net de 0,46€ par action (2016: 0,42€), c'est-à-dire un décaissement total de 42 402 887€ en excluant les titres auto-détenus (en 2016, le montant versé était de 38 713 208 euros).

### 23. Participations ne donnant pas le contrôle

Le montant des participations ne donnant pas le contrôle reconnu dans l'état de la situation financière d'un montant de 7 426 milliers d'euros se réfère à la filiale Sartorius Korea Biotech Co. Ltd. Le pourcentage d'intérêt dans la société Sartorius Korea Biotech Co. Ltd est de 69 %, les 31 % restants font l'objet d'une option d'appel exerçable dans le futur.

Le prix d'achat des participations ne donnant pas le contrôle dans cette entité est variable et est fonction de la performance future de l'activité.

Au 31 décembre 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis les 40 % restants de la participation dans All Pure Technologies et détient donc 100 % de cette entité à la fin de la période de reporting. L'avance relative aux 40 % des actions détenues autrefois par les anciens actionnaires a été transférée dans des unités dites "fantômes". Selon le contrat respectif, le prix d'achat pour l'acquisition des participations ne donnant pas le contrôle dépend de la performance future de l'activité et est dû au plus tard en 2022.

Les participations ne donnant pas le contrôle correspondent à l'entité Sartorius Korea Biotech Co. Ltd :

### Chiffres clés

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Sartorius Korea Biotech Co. Ltd.		
Chiffre d'affaires	61 477	46 196
Résultat net	8 631	7 092
Total de l'actif	34 399	26 126
Résultat attribué	2 676	2 199

Il n'y a pas de restrictions significatives sur la capacité du groupe à accéder ou utiliser les actifs ou à régler les passifs des entités mentionnées.

### 24. Provisions pour avantages au personnel

#### Régimes à cotisations définies

La plupart des entités du groupe Sartorius Stedim Biotech effectuent des paiements au titre des régimes à cotisations définies, principalement relatifs à des régimes généraux de retraite gouvernementaux. En 2017, la charge totale comptabilisée pour les entreprises restantes s'élève à 19 527 milliers d'euros (en 2016 : 17 532 milliers d'euros).

#### Régimes à prestations définies

Les provisions pour retraites et obligations similaires ont été comptabilisées dans les comptes consolidés du groupe Sartorius Stedim Biotech conformément aux principes actuariels. Les réévaluations des actifs et passifs des régimes à prestations définies sont présentées dans les autres éléments de l'état du résultat global selon la norme IAS 19. La réévaluation des actifs | passifs au titre des régimes à prestation définies qui ont été transférés aux réserves de retraite, résulte essentiellement d'un changement dans le taux d'actualisation et s'élève à - 667 milliers d'euros (perte actuarielle de - 1 574 milliers d'euros en 2016).

Un montant de 25 068 milliers d'euros concerne notamment les provisions pour retraite relatives aux plans de départ en retraite de notre personnel allemand. Ces provisions totalisaient 25 056 milliers d'euros en 2016. Elles concernent principalement les engagements directs liés aux régimes à prestations définies. Dans le cadre de ces engagements, les employés obtiennent des avantages pour les années de service accomplies au sein de l'entité. Les avantages obtenus dépendent du niveau de rémunération et de l'âge respectif des employés. Ces avantages de retraite

ne font généralement pas l'objet d'un versement sur un fonds de placement.

Les taux d'actualisation appliqués reflètent les taux d'intérêt qui ont été payés à la date d'arrêté pour des obligations de sociétés de haut niveau dont les échéances correspondent et qui sont libellées dans les devises concernées (principalement en euro). Si ce type d'obligations n'est pas disponible ou si les échéances correspondent à des échéances à long terme ou ne sont pas disponibles, les taux d'intérêt correspondants sont déterminés par extrapolation.

L'évaluation des obligations concernant les avantages postérieurs à l'emploi repose sur les principales hypothèses actuarielles suivantes :

#### Pour l'Allemagne :

en %	31 déc. 2017	31 déc. 2016
Taux d'actualisation	1,75	1,68
Taux d'augmentation des salaires	3,00	3,00
Taux d'augmentation des pensions de retraite	2,00	2,00

Les hypothèses de mortalité et d'invalidité sont basées sur les tables « Richttafeln (RT) 2005 G » déterminées par Klaus Heubeck.

#### Pour la France :

en %	31 déc. 2017	31 déc. 2016
Taux d'actualisation	1,70	1,42
Taux d'augmentation des salaires	2,50	2,50
Taux d'augmentation des pensions de retraite	2,00	2,00

Les montants enregistrés dans le compte de résultat correspondent aux éléments suivants :

	2017 en milliers €	2016 en milliers €
Coût des services rendus	- 1 856	- 1 746
Coût des services passés	408	370
Charge nette d'intérêts	- 509	- 555
<b>Composante du coût des prestations de retraite comptabilisées en résultat</b>	<b>- 1 958</b>	<b>- 1 932</b>
Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus)	57	117
Réévaluation du régime	- 723	- 1 900
<b>Composantes des coûts de prestations définies comptabilisés dans les autres éléments du résultat global</b>	<b>- 667</b>	<b>- 1 784</b>
<b>Total</b>	<b>- 2 624</b>	<b>- 3 716</b>

Dans l'état du résultat net, le coût du service courant est alloué selon l'affectation des employés aux différentes fonctions respectives.

Le montant inclus dans l'état consolidé de la situation financière présentant l'obligation du groupe au titre des régimes à prestations définies est le suivant :

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Valeur actuelle des obligations	43 752	40 841
Juste valeur (-)	- 8 306	- 6 622
<b>Passif net</b>	<b>35 446</b>	<b>34 219</b>

La valeur actuelle de l'obligation comptabilisée au bilan a évolué comme suit :

	2017 en milliers €	2016 en milliers €
<b>Valeur actuelle des obligations à l'ouverture</b>	<b>40 841</b>	<b>37 651</b>
Coût des services rendus	1 856	1 746
Coût des services passés	- 408	- 370
Coût financier	585	622
Réévaluation du régime	745	1 871
Écarts de conversion	- 725	113
Indemnités de départ à la retraite versées au cours de l'exercice	- 852	- 1 140
Cotisations des employés	220	208
Contributions aux plans des participants	1 550	85
Autres variations	- 60	54
<b>Valeur actuelle des obligations à la clôture</b>	<b>43 752</b>	<b>40 841</b>

Les gains et pertes actuariels relatifs à l'obligation au titre des régimes à prestations définies se décomposent comme suit :

	2017 en milliers €	2016 en milliers €
Ajustements liés à l'expérience	850	- 411
Modifications liées aux hypothèses démographiques	632	- 611
Modifications liées aux hypothèses financières	- 737	2 893
<b>Total</b>	<b>745</b>	<b>1 871</b>

#### Actif du régime :

	2017 en milliers €	2016 en milliers €
<b>Actif du régime au 1<sup>er</sup> janv.</b>	<b>6 622</b>	<b>5 914</b>
Revenu attendu	75	66
Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus)	57	117
Réévaluation du régime	22	- 29
Contribution du groupe & versements	- 709	- 1 028
Écarts de conversion	- 481	61
Cotisations des employés	220	208
Cotisations des employeurs	894	952
Contributions aux plans des participants	1,606	361
Autres variations	0	0
<b>Actif du régime au 31 déc.</b>	<b>8 306</b>	<b>6 622</b>

#### Décomposition de l'actif du régime :

Les actifs du régime se réfèrent principalement à des contrats d'assurance en Allemagne et en Suisse et il n'y a pas de participation significative ou de titres de créance inclus. La filiale en Corée du Sud a déposé un montant de 1,8 million d'euros (1,4 million d'euros en 2016) aux banques locales (trésorerie et équivalents de trésorerie).

#### Analyse de sensibilité :

Une augmentation | diminution des hypothèses actuarielles aurait les effets suivants sur les régimes à prestations définies :

2016 :

en milliers €		
<b>Hypothèses démographiques</b>		
Espérance de vie	+ 1 an	- 1 an
Impact	845	- 840
<b>Hypothèses financières</b>		
Taux d'actualisation	+ 100 bps	- 100 bps
Impact	- 5 911	7 650
Taux d'augmentation des salaires	+ 50 bps	- 50 bps
Impact	934	- 861
Taux d'augmentation des pensions de retraite	+ 25 bps	- 25 bps
Impact	967	- 922

2017 :

en milliers €		
<b>Hypothèses démographiques</b>		
Espérance de vie	+ 1 an	- 1 an
Impact	874	- 870
<b>Hypothèses financières</b>		
Taux d'actualisation	+ 100 bps	- 100 bps
Impact	- 6 105	7 848
Taux d'augmentation des salaires	+ 50 bps	- 50 bps
Impact	865	- 803
Taux d'augmentation des pensions de retraite	+ 25 bps	- 25 bps
Impact	984	- 937

L'analyse de sensibilité présentée ci-dessus peut ne pas être représentative de la variation réelle de l'obligation des régimes à prestations définies car il est peu probable que le changement dans les hypothèses se produise de manière isolée. En outre, la valeur actuelle de l'obligation au titre des régimes à prestations définies a été calculée en utilisant la même méthode qui a été appliquée dans le calcul du passif lié à l'obligation au titre des régimes à cotisations définies comptabilisé dans l'état de la situation financière (méthode des unités de crédit projetées).

### Analyse de l'échéance

Les flux de trésorerie non actualisés des obligations des régimes à prestations définies peuvent être décomposés en terme d'échéance comme suit :

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
< 1 an	1 477	1 344
1 - 5 ans	7 616	6 391
6 - 10 ans	11 564	10 148
> 10 ans	49 094	50 779
<b>Total</b>	<b>69 750</b>	<b>68 662</b>

La durée moyenne pondérée des obligations des régimes à prestations définies est de 17,6 ans (18,2 ans en 2016).

### 25. Emprunts et autres passifs financiers

	Solde au 31. déc. 2017 en milliers €	Dont passifs courants au 31 déc. 2017 en milliers €	Solde au 31. déc. 2016 en milliers €	Dont passifs courants au 31 déc. 2016 en milliers €
Dettes auprès des établissements de crédit	29 367	23 117	30 412	21 037
Prêts de Sartorius A.G.	109 481	69 481	51 039	51 039
Autres emprunts auprès des entités du groupe Sartorius	3 335	3 335	2 600	2 600
<b>Total des emprunts et autres passifs financiers non courants</b>	<b>142 183</b>	<b>95 933</b>	<b>84 052</b>	<b>74 677</b>

Le groupe Sartorius Stedim Biotech Group a signé un accord de prêt avec sa société mère Sartorius AG qui garantit le financement du groupe Sartorius Stedim Biotech sur le long terme. Le volume de cet accord de crédit est de 300 millions d'euros et le taux d'intérêt est un taux variable avec une marge fondée sur les principes et les conditions de pleine concurrence.

Les emprunts financiers non courants ne comprennent pas le passif lié aux soldes des prix d'acquisition qui sont présentés en « Autres passifs financiers non-courant » (merci de se référer à la note 26 ci-après).

### 26. Autres passifs financiers non courants

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Dérivés	0	6 159
Autres passifs	30 392	49 633
<b>Total</b>	<b>30 392</b>	<b>55 792</b>

Les instruments financiers dérivés représentent la juste valeur des contrats de swaps de taux d'intérêt et des contrats de change à terme.

Les autres passifs non courants comprennent la quote-part non courante du passif lié au solde du prix d'acquisition de l'activité de milieux de culture cellulaires de la société Lonza pour un montant de 24 960 milliers d'euros. Actuellement, il est prévu que ce passif soit versé en deux tranches en 2018 et 2022.

En outre, ce poste comprend le passif relatif aux unités "fantômes" lié au rachat de participation ne donnant pas le contrôle de la société AIPure (se référer à la note 23) pour un montant de 5 282 milliers d'euros. Le prix d'acquisition est fonction de la performance de l'activité et est dû au plus tard en 2022. Les paiements attendus sont déterminés par les revenus futurs et les montants à payer dans chaque scénario. L'apport non observable significatif dans ce calcul est le revenu futur qui serait d'environ 2,5 millions d'euros par an en moyenne. Une augmentation (diminution) du chiffre d'affaires de 10% au cours de chacune des années suivantes entraînerait une augmentation (diminution) du passif de 0,6 million d'euros (0,6 million d'euros).

## 27. Autres provisions

### Autres provisions non courantes

	Paiements aux employés bénéficiant de plan de préretraite pour compensation de la réduction du temps de travail en milliers €	Autres en milliers €	Total en milliers €
Solde au 1 <sup>er</sup> janv. 2016	2 546	732	3 278
Écarts de conversion	0	6	6
Consommation	- 256	- 3	- 259
Reprises	0	- 3	- 3
Dotations	41	76	117
Reclassement	0	- 56	- 56
<b>Solde au 31 déc. 2016</b>	<b>2 331</b>	<b>752</b>	<b>3 083</b>

	Paiements aux employés bénéficiant de plan de préretraite pour compensation de la réduction du temps de travail en milliers €	Autres en milliers €	Total en milliers €
Solde au 1 <sup>er</sup> janv. 2017	2 331	752	3 083
Écarts de conversion	0	- 11	- 11
Consommation	- 1 035	- 16	- 1 051
Reprises	0	0	0
Dotations	877	205	1 082
Reclassement	0	0	0
<b>Solde au 31 déc. 2017</b>	<b>2 173</b>	<b>930</b>	<b>3 103</b>

Les autres provisions non courantes comprennent principalement des provisions relatives à des plans de préretraite partielle et à des primes d'ancienneté de présence. Ces engagements concernent principalement les sociétés allemandes du groupe. Les régimes de préretraite partielle permettent à des employés de travailler à temps partiel pendant trois à cinq ans avant leur retraite officielle.

Selon la norme IAS 19, le montant des indemnités de départs relatifs à des périodes futures doit être comptabilisé en résultat net sur la période de service concernée. Les gains et pertes actuariels ainsi que le coût des services passés sont comptabilisés en produits ou en charges.

Les provisions non courantes sont constatées à leur valeur actuelle à la date de clôture. Le taux d'actualisation pour les salariés bénéficiant du plan de préretraite et pour les provisions pour ancienneté est de 0,0 % (0,0 % en 2016).

## Provisions courantes

Au cours des exercices 2016 et 2017, les provisions courantes ont évolué comme suit :

	Garanties en milliers €	Autres en milliers €	Total en milliers €
Solde au 1 <sup>er</sup> janv. 2016	3 569	4 445	8 014
Écarts de conversion	- 81	- 4	- 85
Consommation	- 2 828	- 250	- 3 078
Reprises	- 123	- 1 369	- 1 492
Dotations	2 876	3 046	5 922
Variation de périmètre	0	0	0
Autres variations	1 500	- 1 500	0
<b>Solde au 31 déc. 2016</b>	<b>4 914</b>	<b>4 367</b>	<b>9 281</b>

	Garanties en milliers €	Autres en milliers €	Total en milliers €
Solde au 1 <sup>er</sup> janv. 2017	4 914	4 367	9 281
Écarts de conversion	- 56	- 73	- 129
Variation de périmètre	0	0	0
Consommation	- 1 362	- 1 095	- 2 457
Reprises	- 837	- 1 539	- 2 377
Dotations	2 165	3 651	5 816
Autres variations	0	- 577	- 577
<b>Solde au 31 déc. 2017</b>	<b>4 824</b>	<b>4 735</b>	<b>9 558</b>

Toute obligation actuelle résultant d'opérations commerciales antérieures ou d'événements passés se traduisant probablement par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques et dont le montant peut être estimé de manière fiable, conduit à la comptabilisation d'une provision.

Des provisions sont constituées en cas de risques juridiques ou d'obligations implicites vis-à-vis de tiers. Les provisions pour garantie incluent les coûts relatifs aux retours, les livraisons de produits de remplacement et les réparations. Un risque spécifique est comptabilisé lorsque son apparition est plus que probable. Sur la base d'expériences passées, un risque général peut être comptabilisé. Les autres provisions comprennent principalement les éléments relatifs aux contrats de construction et les passifs incertains liés au personnel.

**28. Passifs courants****Dettes fournisseurs**

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Avances et acomptes sur commandes	40 749	39 767
Dettes fournisseurs tiers	69 900	57 594
Dettes fournisseurs participations non consolidées	2	555
Dettes fournisseurs auprès des autres sociétés du groupe Sartorius AG	7 309	9 839
<b>Total</b>	<b>117 959</b>	<b>107 754</b>

**Autres passifs**

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Dérivés	1 928	7 300
Avantages au personnel	31 895	28 619
Autres passifs	33 036	15 945
<b>Total</b>	<b>66 859</b>	<b>51 864</b>

Les instruments financiers dérivés correspondent à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt et de devises relatifs aux opérations de couverture, comme les contrats à terme (principalement liés au dollar américain).

**29. Autres obligations financières | Engagements donnés et reçus**

Comme pour les exercices précédents, il n'y a pas de passifs éventuels ou d'actifs éventuels importants à signaler. Les obligations financières du groupe correspondent aux engagements de loyers (paiements minimaux futurs à effectuer au titre de la location en vertu de contrats de location simple non résiliables) qui se décomposent comme suit :

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Contrats de location		
- Part due à moins d'un an	8 682	8 065
- Part due comprise entre 2 et 5 ans	13 900	16 370
- Part due au-delà de 5 ans	4 817	3 234

**30. Instruments financiers | Risques financiers****A. Informations générales**

Cette partie présente une vue d'ensemble de l'impact des instruments financiers sur les états financiers du groupe Sartorius Stedim Biotech et des informations complémentaires sur les postes du bilan intégrant des instruments financiers.

La juste valeur des actifs et des passifs financiers dérivés est déterminée selon la méthode « mark-to-market » qui utilise des techniques d'évaluation mathématique. Les justes valeurs sont déterminées par référence aux données de marchés disponibles lors du calcul de la valeur de ces instruments financiers dérivés et reflètent les conditions de marchés à la clôture.

**B. Types d'instruments financiers**

Les tableaux suivants comparent les valeurs comptables et les justes valeurs de toutes les catégories d'instruments financiers et réconcilient ces derniers avec les montants inscrits au bilan :

	Catégorisé selon IAS 39	Valeur comptable au 31 déc. 2017 en milliers €	Juste valeur 31 Déc. 2017 en milliers €	Valeur comptable au 31 déc. 2016 en milliers €	Juste valeur 31 Déc. 2016 en milliers €
Actifs financiers	Disponibles à la vente	1 813	1 813	1 946	1 946
Actifs financiers	Prêts et créances	2 734	2 734	0	0
Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture	Instruments de couverture*	7 260	7 260	326	326
<b>Actifs financiers non courants</b>		<b>11 808</b>	<b>11 808</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>
Créances clients	Prêts et créances	211 616	211 616	183 952	183 952
Actifs financiers	Prêts et créances	12 842	12 842	8 265	8 265
Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture	Instruments de couverture*	7 207	7 207	278	278
<b>Autres actifs financiers</b>		<b>20 049</b>	<b>20 049</b>	<b>8 543</b>	<b>8 543</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie</b>	<b>Prêts et créances</b>	<b>32 552</b>	<b>32 552</b>	<b>34 756</b>	<b>34 756</b>
Emprunts financiers	Passifs financiers	142 183	142 671	84 052	84 892
Passifs financiers de location-financement	IAS 17	17 487	28 086	18 270	29 426
Dettes fournisseurs	Passifs financiers	77 211	77 211	67 988	67 988
Dettes fournisseurs	n.a.	40 749	40 749	39 767	39 767
<b>Dettes fournisseurs</b>		<b>117 959</b>	<b>117 959</b>	<b>107 754</b>	<b>107 754</b>
Dérivés	Couverture d'opérations	552	552	1 353	1 353
Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture	Instruments de couverture*	1 376	1 376	12 106	12 106
Autres passifs financiers	Passifs financiers	63 428	67 719	65 579	72 303
<b>Autres passifs financiers</b>		<b>65 356</b>	<b>69 647</b>	<b>79 038</b>	<b>85 762</b>

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

La valeur comptable des instruments financiers pour chaque catégorie est présentée dans le tableau suivant :

	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2016 en milliers €
Actifs disponibles à la vente	1 813	1 946
Prêts et créances	259 743	226 972
Actifs détenus à des fins de couverture	14 467	604
Passifs financiers	282 821	217 618
Passifs détenus à des fins de transaction	552	1 353
Passifs détenus à des fins de couverture	1 376	12 106

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 allouées 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 comptabilisés à la juste valeur à la date du bilan sont principalement des dérivés sous forme de contrats à terme et des swaps de taux d'intérêt. Ils ont été évalués sur la base des taux de change cotés sur les marchés des devises et des courbes de taux d'intérêt disponibles (niveau 2).

Le calcul de la juste valeur relative aux passifs financiers comptabilisés au coût amorti, en particulier les engagements envers les banques et les contrats de location-financement, a été réalisé sur la base de la courbe des taux d'intérêt du marché, en considérant (à titre indicatif) les « spreads » de taux de crédit attendus (niveau 2).

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

Le groupe comptabilise les transferts entre les niveaux des hiérarchies de la juste valeur à la fin de la période de reporting au cours de laquelle le changement a eu lieu. Au cours de la période courante, il n'y a pas eu de transfert entre les niveaux.

### Les gains et pertes nets sur instruments financiers

Les gains et pertes sur les différentes catégories d'instruments financiers sont présentés dans le tableau suivant :

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Prêts et créances	- 4 121	3 217
Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction	2 358	- 109
Passifs financiers	1 606	- 7 254

Le résultat net sur actifs financiers disponibles à la vente comprend principalement des gains ou des pertes sur les placements en actions (dividendes ou gains provenant de la vente d'actions).

Le résultat net des prêts et créances comprend principalement les effets de la conversion des devises et des changements des postes de provisions.

Le résultat net des actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction comprend principalement les variations de juste valeur des instruments financiers dérivés ainsi que les revenus d'intérêt et les charges d'intérêt pour ces instruments financiers.

Le résultat net de passifs financiers évalués au coût amorti comprend principalement les effets de la conversion des devises et les impacts liés à la juste valeur.

Le total des intérêts et charges pour les actifs et les passifs financiers qui sont évalués à la juste valeur sans reconnaissance dans le compte de résultat sont détaillés dans le tableau suivant :

	2017 12 mois en milliers €	2016 12 mois en milliers €
Produits financiers	282	427
Charges d'intérêts	- 5 454	- 4 133

### C. Gestion du capital

Au sein du groupe Sartorius Stedim Biotech, le capital est géré avec l'objectif de maximiser les résultats des actionnaires tout en optimisant le ratio capitaux propres/dettes. De plus, nous nous assurons que toutes les sociétés du groupe respectent le principe de continuité d'exploitation.

Cette gestion du capital couvre les dettes financières détaillées dans les notes ci-dessous ainsi que la trésorerie et les équivalents et les capitaux propres.

### D. Objectifs de la gestion des risques financiers

Le département Trésorerie du groupe Sartorius Stedim Biotech est centralisé au niveau de la société Sartorius Corporate Administration GmbH, filiale de Sartorius AG. Ce département fournit des services à toutes les sociétés du groupe Sartorius, y compris le groupe Sartorius Stedim Biotech, et coordonne l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Le département Trésorerie surveille et contrôle en outre les risques financiers au moyen d'un processus de reporting qui consiste à analyser les risques en fonction de leur gravité et de leur ampleur. Ces risques concernent essentiellement les devises, les taux d'intérêt et le risque de liquidité.

Le groupe Sartorius Stedim Biotech s'efforce de réduire l'impact du risque de change en utilisant des instruments financiers dérivés. Les opérations de couverture et leur contrôle sont exécutés par des personnes différentes. Par ailleurs, le département Audit interne du groupe surveille régulièrement l'utilisation de ces instruments financiers. Les instruments financiers dérivés négociés sont traités principalement à des fins de couverture.

### E. Gestion des risques de taux de change

Le groupe est exposé au risque de change dans la mesure où un tiers de son chiffre d'affaires est généré en dollars américains ou dans des monnaies liées au cours du dollar et, dans une moindre mesure, dans d'autres monnaies étrangères. Par conséquent, nous utilisons également des instruments financiers dérivés pour couvrir l'exposition au risque résultant de la conversion des monnaies constituant notre chiffre d'affaires.

Pour la couverture des devises, des contrats à terme sont utilisés et, dans une mesure limitée, des opérations de couverture structurées.

Les contrats à terme garantissent la transaction et simultanément créent l'obligation de vendre un montant de la monnaie étrangère concernée à la date d'exercice à un taux de change spécifique contre l'euro, indépendamment du taux de change effectif à cette date. Le profit ou la perte résultant de la différence entre le taux effectif et le taux de change retenu précédemment est généralement affecté en produit ou en charge dans le compte de résultat.

En outre, des profits cible ont été conclus afin d'optimiser les opérations de couverture. Ces opérations garantissent la transaction et créent l'obligation d'échanger un montant convenu dans une devise étrangère pour le montant en euros correspondant à un taux de change fixe sur plusieurs dates butoirs aussi longtemps que le bénéfice résultant de ces opérations de change ne dépasse pas une limite définie contractuellement.

Notre horizon de couverture est d'environ un an et demi. La politique de couverture est révisée à intervalle régulier afin de l'adapter au mieux aux fluctuations de cours.

À la date de clôture, des contrats à terme ont été conclus pour un montant de 190 millions de dollars (172 millions de dollars en 2016) pour se couvrir contre le risque de fluctuation de la parité EUR | taux de change USD. Ce montant couvre environ un tiers de l'exposition nette attendue pour le dollar américain pour une période d'un an et demi. Par ailleurs, des contrats à terme ont été conclus sur le yen japonais et le franc suisse pour de petits volumes.

Les tableaux suivants présentent les contrats de couverture du risque de change en vigueur au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017:

31 déc. 2016	Monnaie étrangère	Volume	Échéance	Juste valeur en milliers €
Contrat à terme	USD	79,000	2017	- 6 471
	USD	64,000	2018	- 3 950
	USD	29,000	2019	- 570
	<b>USD</b>	<b>172,000</b>		<b>- 10 991</b>
Contrat de taux structuré	USD	24,000	2017	- 474
	USD	15,000	2018	- 153
	<b>USD</b>	<b>39,000</b>		<b>- 627</b>
<hr/>				
31 déc. 2017	Monnaie étrangère	Volume	Échéance	Juste valeur en milliers €
Contrat à terme	USD	110,000	2018	6 988
	USD	80,000	2019	7 260
	<b>USD</b>	<b>190,000</b>		<b>14 248</b>
Contrat à terme	JPY	700,000	2018	72
	<b>JPY</b>	<b>700,000</b>		<b>72</b>
Contrat à terme	CHF	24 500	2018	- 1 375
	<b>CHF</b>	<b>24 500</b>		<b>- 1 375</b>
Contrat à terme	CAD	8 800	2018	148
	<b>CAD</b>	<b>8 800</b>		<b>148</b>

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés initialement à leur juste valeur dès que le contrat est négocié et sont ultérieurement évalués à leur juste valeur. Tous gains et pertes provenant des variations de juste valeur de ces instruments financiers dérivés sont comptabilisés directement en résultat à la date de clôture. Si les gains et pertes provenant des variations de juste valeur de dérivés peuvent être qualifiés d'instruments de couverture, au sens d'IAS 39 - Couverture de flux de trésorerie -, ils sont comptabilisés directement en capitaux propres dans les autres éléments du résultat global (pour un montant cumulé en 2017 de 16,4 millions d'euros contre un montant de -9,9 millions d'euros en 2016). Les montants directement comptabilisés en capitaux propres sont reconnus dans le compte de résultat lorsque les transactions couvertes concernées affectent le résultat.

Si le taux de change du dollar américain contre l'euro avait baissé de 10 %, la situation nette aurait augmenté de 13,2 millions d'euros (25,0 millions d'euros en 2016) et l'impact sur le résultat aurait été faible (1,0 millions d'euros en 2016).

À l'inverse, si le taux de change du dollar américain contre l'euro avait augmenté de 10 %, l'impact sur le résultat n'aurait pas été significatif (perte de 4,6 millions d'euros en 2016) et l'impact sur le résultat global aurait été une perte de -16,1 millions d'euros (perte de -23,5 millions d'euros en 2016).

Une variation du franc suisse (CHF) contre l'euro aurait principalement un impact sur l'évaluation du passif relatif à l'acquisition en 2012 de l'activité milieu de culture cellulaire de la société Lonza (libellé en franc suisse). Une augmentation du franc suisse face à l'euro de 5 % conduirait à une augmentation d'un montant de 2,3 millions d'euros (2,3 millions d'euros en 2016) et une diminution du franc suisse face à l'euro de 5 % conduirait à une diminution d'un montant de 2,1 millions d'euros (2,1 millions d'euros en 2016).

#### F. Gestion des risques de taux d'intérêt

Le groupe Sartorius Stedim Biotech est maintenant financé principalement par le biais de sa société mère, la société Sartorius AG. Ce changement important implique que la plupart des prêts sont des prêts avec des taux d'intérêt variables ; par conséquent, le groupe continue d'être exposé au risque de taux d'intérêt. Pour contrôler le risque de taux, un ratio est déterminé entre les prêts à taux fixes et à taux variables. En outre, le groupe a conclu des couvertures de taux d'intérêt sous la forme de swaps de taux, qui couvrent une partie des encours à taux variables. En conséquence, le groupe encaisse le principal basé sur des taux d'intérêt variables valables sur le marché et paie un taux d'intérêt fixe.

Le tableau suivant donne un aperçu des contrats d'intérêt de couverture disponibles à la date de clôture :

Instrument sous-jacent	Volume de couverture au 31 déc. 2017, en milliers €	Volume de couverture au 31 déc. 2016, en milliers €	Échéance contrat	Taux d'intérêt couvert	Juste valeur au 31 déc. 2017 en milliers €	Juste valeur au 31 déc. 2016 en milliers €
Swap de taux	40,000	40,000	août 2018	1,68 % - 1,79 %	- 552	- 1 353
<b>Total</b>					<b>- 552</b>	<b>- 1 353</b>

La stratégie générale de couverture du groupe consiste à sécuriser environ 50 % de l'exposition au risque pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Au 31 décembre 2017, les emprunts à taux d'intérêt variables s'élèvent à environ 110 millions d'euros et le volume couvert est de 40 millions d'euros à fin août 2018.

## G. Gestion du risque de liquidité

Les échéances des passifs financiers hors instruments financiers dérivés sont présentées dans le tableau suivant :

	Valeur comptable au 31 déc. 2016 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2016 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
Emprunts et autres passifs financiers (non-courants et courants)	84 052	108 926	99 010	9 916	0
Contrats de location-financement	18 270	36 495	1 972	8 312	26 212
Dettes fournisseurs	67 988	67 988	67 988	0	0
Autres passifs (instruments dérivés exclus)	65 579	77 301	19 406	22 037	35 857
<b>Passifs financiers</b>	<b>235 888</b>	<b>290 710</b>	<b>188 376</b>	<b>40 265</b>	<b>62 069</b>

	Valeur comptable au 31 déc. 2017 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2017 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
Emprunts et autres passifs financiers (non-courants et courants)	142 183	142 723	96 224	46 499	0
Contrats de location-financement	17 487	32 825	1 900	7 558	23 368
Dettes fournisseurs	77 211	77 211	77 211	0	0
Autres passifs (instruments dérivés exclus)	63 428	68 965	33 036	35 780	150
<b>Passifs financiers</b>	<b>300 309</b>	<b>321 724</b>	<b>208 370</b>	<b>89 837</b>	<b>23 518</b>

Les flux de trésorerie figurant dans les tableaux ci-dessus comprennent les paiements prévus non actualisés en rapport avec les passifs financiers, y compris les paiements d'intérêt associés sur la base des taux d'intérêt à la date de clôture.

Les emprunts et dettes financières comprennent l'emprunt contracté auprès de la société mère, la société Sartorius AG.

Les autres passifs comprennent les paiements futurs liés à l'acquisition de l'activité de milieux de culture cellulaires de la société Lonza et le passif lié aux « Phantom Units » relatif à la société AllPure (Voir section 26).

Les tableaux suivants illustrent l'analyse de la liquidité des instruments financiers dérivés basés sur les flux de trésorerie non actualisés :

	Valeur comptable au 31 déc. 2016 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2016 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
<b>Réalisation brute</b>					
<b>Contrats à terme</b>	<b>10 999</b>	<b>10 978</b>	<b>6 498</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>
Obligation de paiement		145 314	72 624	72 690	0
Demande de paiement		- 134 336	- 66 126	- 68 210	0
<b>Réalisation nette</b>					
Swaps de taux d'intérêt	1 353	1 346	813	533	0
<b>Instruments financiers dérivés</b>	<b>12 352</b>	<b>12 324</b>	<b>7 311</b>	<b>5 013</b>	<b>0</b>

	Valeur comptable au 31 déc. 2017 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2017 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
<b>Réalisation brute</b>					
<b>Contrats à terme</b>	<b>1 376</b>	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligation de paiement		22 308	22 308	0	0
Demande de paiement		- 20 932	- 20 932	0	0
<b>Réalisation nette</b>					
Swaps de taux d'intérêt	552	552	552	0	0
<b>Instruments financiers dérivés</b>	<b>1 928</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le groupe contrôle le risque de liquidité en maintenant avec ses banques des lignes de crédit et d'autres facilités, en suivant en permanence les flux de trésorerie prévus et réels, ainsi qu'en gérant les profils de maturité des actifs et passifs financiers.

Le tableau ci-dessous présente les lignes de crédit disponibles à la date de clôture du bilan :

	Lignes de crédit au 31 déc. 2016	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €	Taux d'intérêt	Lignes de crédit utilisées au 31 déc. 2016	Lignes de crédit non utilisées au 31 déc. 2016
Prêt de Sartorius A.G.	300,000	0	300,000	0	variable	51 039	248 961
Ligne de crédit bilatérale	36 450	27 075	9 375	0	variable et fixe	33 014	3 436
<b>Total</b>	<b>336 450</b>	<b>27 075</b>	<b>309 375</b>	<b>0</b>		<b>84 053</b>	<b>252 397</b>

	Lignes de crédit au 31 déc. 2017	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €	Taux d'intérêt	Lignes de crédit utilisées au 31 déc. 2017	Lignes de crédit non utilisées au 31 déc. 2017
Prêt de Sartorius A.G.	300,000	0	300,000	0	variable	109 481	190 519
Ligne de crédit bilatérale	40 710	33 679	7 031	0	variable et fixe	28 610	12 100
<b>Total</b>	<b>340 710</b>	<b>33 679</b>	<b>307 031</b>	<b>0</b>		<b>138 091</b>	<b>202 619</b>

Si le taux d'intérêt du marché avait été supérieur d'un point, les charges financières enregistrées dans le compte de résultat auraient été supérieures de 0,8 million d'euros (0,5 million d'euros en 2016). Cet effet serait compensé partiellement par une augmentation de la juste valeur des swaps de taux d'intérêt d'un montant de 0,2 million d'euros, (0,3 millions d'euros en 2016).

Au niveau de la baisse des taux d'intérêt, nous avons considéré un taux de 0% d'intérêt de base. L'incidence sur le résultat financier aurait été de -0,2 million d'euros

(- 1,1 million d'euros en 2016) en lien avec la valorisation des swaps de taux d'intérêt.

#### H. Autres risques liés aux instruments financiers

À la date de clôture, le groupe Sartorius Stedim Biotech n'a pas été exposé au risque de volatilité du cours des actions.

Pour les risques crédit, merci de vous référer à la section 0.

### 31. Paiements fondés sur des actions

Sartorius AG, actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech, prévoit des paiements en actions sous la forme "d'unités d'actions virtuelles" (« phantom stock units »). En vertu de ce plan, chaque membre du Conseil d'administration peut se voir accorder un certain nombre d'« unités d'actions virtuelles » chaque année sur la base d'une somme convenue à l'avance. L'exercice de ces « stock units » n'est pas possible avant une période de quatre ans et est fonction de certaines exigences relatives à la performance des actions Sartorius AG. Lorsque ces actions sont payées, le montant est basé sur le prix de l'action à la date d'exercice. Le paiement est plafonné à un montant de 2,5 fois le prix de l'action au moment où les options virtuelles ont été accordées. Pour plus de détails se référer au chapitre « Gouvernance d'entreprise ».

La juste valeur de ces éléments est évaluée comme suit :

	Nombre d'unités de « phantom stock »	Prix de souscription en €	Juste valeur au 1er janvier de l'année d'attribution en milliers €	Juste valeur à la clôture au 31 décembre 2017 en milliers €	Montants versés en milliers €	Exerçable
Unités de « phantom stock » pour 2013	14 744	17,34	256	0	639	non
Unités de « phantom stock » pour 2014	12 912	21,01	271	678	0	non
Unités de « phantom stock » pour 2015	11 816	24,70	292	729	0	non
Unités de "Phantom stock" pour 2016	5 660	57,41	325	365	0	non
Unités de "Phantom stock" pour 2017	4 794	70,51	338	265	0	non
<b>Total</b>	<b>45 132</b>		<b>1 144</b>	<b>1 772</b>	<b>639</b>	

## Autres informations

Les comptes consolidés ont été arrêtés selon le principe de la continuité d'exploitation.

### Faits marquants après la date de clôture

Pas de faits marquants depuis le 31 décembre 2017.

### Effectifs

L'effectif moyen employé durant l'exercice s'élève à 4 991 personnes en 2017 (4 563 personnes en 2016).

### 32. Parties liées

Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Elle détient 74,3 % des actions - et 84,5 % des droits de vote.

#### Descriptif général

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 implique que le groupe détient deux filiales dans la plupart des pays et que 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 des nombreuses fonctions groupe comme la fonction finance groupe, les ressources humaines, l'informatique, les relations avec les investisseurs, le marketing et les activités juridiques. Ces services sont facturés au sein du groupe et, dans une large mesure au groupe Sartorius Stedim Biotech.

Les structures décrites conduisent à diverses relations et transactions avec les parties liées. Les transactions entre Sartorius Stedim Biotech S.A. et ses filiales (présentées en note 6) ont été éliminées lors de la consolidation et ne sont pas mentionnées dans la présente note. Des détails sur les transactions entre le groupe et les autres parties liées, principalement avec les autres sociétés du groupe Sartorius, sont mentionnés ci-dessous.

#### Ventes, achats et commissions

Dans certaines unités opérationnelles, des membres du groupe Sartorius sont des fabricants sous contrat pour le groupe Sartorius Stedim Biotech et vice versa. Ces opérations respectives sont effectuées selon le principe de la pleine concurrence et sont décrites dans le tableau ci-dessous comme « ventes » et « achats ».

	Chiffre d'affaires 2017 en milliers €	Achats 2017 en milliers €
Parties liées du groupe Sartorius	60 292	5 085
	Chiffre d'affaires 2016 en milliers €	Achats 2016 en milliers €
Parties liées du groupe Sartorius	48 063	5 067

Certains produits du portefeuille du groupe Sartorius Stedim Biotech sont vendus par les commerciaux des autres entités commerciales du groupe Sartorius. Pour la réalisation de ces ventes, le groupe Sartorius Stedim Biotech a versé des commissions pour un montant de 1,1 million d'euros (6,9 millions d'euros en 2016). Ces commissions sont généralement calculées selon un pourcentage du chiffre d'affaires généré.

### Frais de direction

Un membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. est également membre du Comité exécutif de Sartorius AG et est payés par la société mère allemande. Pour les services accomplis dans le cadre du groupe Sartorius Stedim Biotech, une partie de sa rémunération est refacturée à Sartorius Stedim Biotech SA (0,8 million d'euros en 2017 et 1,2 million d'euros en 2016 pour deux membres du Conseil d'Administration) et une autre à Sartorius Stedim Biotech GmbH (0,8 million d'euro en 2017 et 1,4 million d'euros en 2016 pour deux membres du Conseil d'Administration).

Les autres fonctions relatives aux actionnaires telles que le reporting de l'information financière du groupe, l'activité de conformité et les relations avec les investisseurs sont effectuées par la société Sartorius Corporate Administration GmbH mentionnée ci-dessus en Allemagne. Ces services ont été imputés à Sartorius Stedim Biotech S.A. pour un montant de 0,8 million d'euros (2016: 0,8 million d'euros).

### Prêt

Comme décrit dans la note 25, le groupe Sartorius Stedim Biotech a obtenu un prêt de sa société mère, la société Sartorius AG, pour un montant de 300 millions d'euros ; l'utilisation actuelle est d'environ 109 millions d'euros (51 millions d'euros en 2016). L'intérêt exigé est basé sur un taux d'intérêt variable plus une marge de crédit dans les conditions de pleine concurrence.

### Coûts administratifs et coûts partagés

Comme décrit ci-dessus, les entreprises dans la plupart des pays partagent certaines fonctions et les coûts corrélatifs. Plusieurs contrats de service et de sous-location sont en place entre les sociétés du groupe Sartorius et les sociétés du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces contrats comprennent un bail de sous-location pour locaux et la refacturation des fonctions administratives centrales comme la comptabilité et le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines et l'informatique. À ce titre, les sociétés en question refacturent les loyers, les salaires et charges sociales et plus généralement des frais généraux (honoraires, conseils et prestations) exercés dans le cadre de cette activité, majorés d'une rémunération proportionnelle.

Le contrat le plus significatif a été passé entre les sociétés Sartorius Stedim Biotech GmbH en Allemagne et Sartorius Corporate Administration GmbH. Cette dernière fournit de manière indépendante l'ensemble des fonctions de services et d'administration centrales à Sartorius Stedim Biotech GmbH ainsi qu'à d'autres sociétés du groupe. Le calcul pour la refacturation des services comprend généralement une marge de 3 % sur les coûts totaux. 3 % est une marge conforme aux principes de pleine concurrence définis par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et l'Union européenne pour ces activités. En 2017, elle a fourni pour 40,1 millions d'euros de services à la société Sartorius Stedim Biotech GmbH (36,0 millions d'euros en 2016). Ce montant regroupe les fonctions suivantes :

- Communication, marketing, activité d'e-business, développement des affaires,
- Environnement, santé et sécurité, entretien et maintenance,
- Finances, ressources humaines, technologies de l'information,
- Services centraux et organisation générale.

### Rémunération des dirigeants :

En 2016 et 2017, les membres de la direction ont perçu les rémunérations suivantes :

	Total en milliers €	Avantages à court terme en milliers €	Avantages postérieurs à l'emploi en milliers €	Autres avantages à long terme en milliers €	Indemnités de fin de contrat de travail en milliers €	Paiements en actions en milliers €
2017 <sup>1)</sup>	3 056	1 210	258	184	0	1 404
2016 <sup>1)</sup>	5 765	3 333	329	435	0	1 668

<sup>1)</sup> Pour de plus amples informations, merci de se référer au chapitre « Gouvernance d'Entreprise » (Pages 79 à 112)