

États financiers consolidés
et notes annexes

04

État du résultat net et des autres éléments du résultat global

| | Notes en annexe | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Chiffre d'affaires | [9] | 1 051 611 | 884 331 |
| Coût des ventes | | - 524 791 | - 432 546 |
| Marge brute | | 526 820 | 451 785 |
| Frais commerciaux et de distribution | | - 186 601 | - 167 191 |
| Frais de recherche et développement | | - 47 536 | - 41 529 |
| Frais généraux | | - 56 471 | - 48 912 |
| Autres produits et charges opérationnels | [11] | - 10 296 | - 9 621 |
| EBIT (Résultat opérationnel) | | 225 916 | 184 532 |
| Produits financiers | [12] | 1 884 | 2 854 |
| Charges financières | [12] | - 14 815 | - 17 708 |
| Résultat financier | | - 12 931 | - 14 854 |
| Résultat avant impôt | | 212 985 | 169 678 |
| Charge d'impôt | [13] | - 57 108 | - 50 184 |
| Résultat net de l'exercice | | 155 877 | 119 494 |
| Attribuable à : | | | |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech | | 153 678 | 117 999 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | [23] | 2 199 | 1 495 |
| Résultat net par action (€) ¹⁾ | [15] | 1,67 | 1,28 |
| Résultat net dilué par action (€) ¹⁾ | [15] | 1,67 | 1,28 |

Autres éléments du résultat global

| | Notes en annexe | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Résultat net de l'exercice | | 155 877 | 119 494 |
| Couvertures de flux de trésorerie | [30] | - 5 258 | - 1 392 |
| dont partie efficace de la variation de juste valeur | | - 1 760 | - 9 320 |
| dont reclassées en résultat | | - 3 498 | 7 928 |
| Charge d'impôt sur couvertures de flux de trésorerie | [18] | 1 577 | 418 |
| Investissement dans une entité étrangère ²⁾ | | - 3 240 | - 6 646 |
| Charge d'impôt sur investissement net dans une entité étrangère | [18] | 974 | 1 992 |
| Écarts de conversion | | 385 | 21 840 |
| Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net | | - 5 562 | 16 212 |
| Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies | [24] | - 1 784 | - 195 |
| Charge d'impôt sur réévaluation du passif net | [18] | 229 | - 7 |
| Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net | | - 1 555 | - 202 |
| Autres éléments du résultat global, net d'impôt | | - 7 117 | 16 010 |
| Résultat global net d'impôt | | 148 760 | 135 504 |
| Attribuable à : | | | |
| Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech | | 146 504 | 133 697 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | | 2 255 | 1 807 |

1) Le résultat net par action 2015 a été recalculé suite à l'augmentation du nombre d'actions lié au fractionnement 2016 (Voir chapitre 22).

2) 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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Actifs non courants | | | |
| Goodwill | [16] | 344 777 | 336 959 |
| Autres immobilisations incorporelles | [16] | 144 018 | 143 349 |
| Immobilisations corporelles | [17] | 261 464 | 222 875 |
| Immobilisations financières | | 2 272 | 1 330 |
| Autres actifs | | 832 | 751 |
| Actifs d'impôts différés | [18] | 10 754 | 10 042 |
| | | 764 116 | 715 306 |
| Actifs courants | | | |
| Stocks | [19] | 171 057 | 146 970 |
| Créances clients | [20] | 183 952 | 142 344 |
| Autres actifs financiers | [21] | 8 543 | 8 362 |
| Actifs d'impôts exigibles | | 20 901 | 9 783 |
| Autres actifs | | 12 524 | 11 541 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 34 756 | 31 831 |
| | | 431 733 | 350 831 |
| Total actif | | 1 195 849 | 1 066 137 |
| Capitaux propres | | | |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech | | 758 005 | 641 441 |
| Capital social | [22] | 18 083 | 15 367 |
| Réserves | | 231 526 | 235 231 |
| Bénéfices non distribués et autres réserves | | 508 396 | 390 843 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | [23] | 5 551 | 5 778 |
| | | 763 556 | 647 219 |
| Passifs non courants | | | |
| Obligations au titre des prestations de retraite | [24] | 34 219 | 31 737 |
| Autres provisions | [27] | 3 083 | 3 278 |
| Emprunts financiers | [25] | 9 375 | 12 602 |
| Passifs financiers de location-financement | [29] | 16 678 | 16 937 |
| Autres passifs financiers | [26] | 55 792 | 51 488 |
| Passifs d'impôts différés | [18] | 28 780 | 30 186 |
| | | 147 928 | 146 229 |
| Passifs courants | | | |
| Provisions | [27] | 9 281 | 8 014 |
| Dettes fournisseurs | [28] | 107 754 | 100 598 |
| Emprunts financiers | [25] | 74 677 | 87 214 |
| Passifs financiers de location-financement | [29] | 1 592 | 1 506 |
| Autres passifs financiers | [28] | 23 245 | 14 953 |
| Avantages au personnel | | 28 619 | 26 374 |
| Passifs d'impôts exigibles | | 20 997 | 19 964 |
| Autres passifs | | 18 200 | 14 067 |
| | | 284 364 | 272 689 |
| Total capitaux propres et passif | | 1 195 849 | 1 066 137 |

Tableau de flux de trésorerie

| | Notes en annexe | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Résultat avant impôt | | 212 985 | 169 678 |
| Résultat financier | [12] | 12 931 | 14 854 |
| EBIT (Résultat opérationnel) | | 225 916 | 184 532 |
| Amortissement dépréciation des immobilisations | [16][17] | 44 687 | 39 856 |
| Augmentation diminution des provisions | [24][27] | - 449 | - 730 |
| Impôts décaissés | [13] | - 65 717 | - 43 570 |
| Autres éléments non financiers | | 583 | 0 |
| Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle | | 205 020 | 180 087 |
| Augmentation diminution des créances | [20][21] | - 45 206 | - 11 466 |
| Augmentation diminution des stocks et en-cours | [19] | - 23 429 | - 32 428 |
| Augmentation diminution des dettes | [26][28] | 20 274 | 6 596 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle | | 156 659 | 142 789 |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles | [16][17] | - 79 713 | - 52 985 |
| Autres paiements | | 0 | 544 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales | | - 79 713 | - 52 441 |
| Paiement relatif à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités ; trésorerie nette acquise | [8] | - 23 020 | - 53 888 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | | - 102 733 | - 106 329 |
| Variation de capital | [22] | - 636 | 175 |
| Intérêts reçus | [12] | 129 | 129 |
| Intérêts payés et autres charges financières | [12] | - 1 681 | - 2 937 |
| Dividendes payés : | | | |
| - aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. | | - 30 734 | - 19 967 |
| - aux participations ne donnant pas le contrôle | | - 795 | - 446 |
| Flux brut de trésorerie généré lié aux opérations de financement | | - 33 717 | - 23 046 |
| Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle | [23] | 0 | - 7 531 |
| Souscriptions d'emprunts | [25] | 18 998 | 35 234 |
| Remboursements d'emprunts | [25] | - 35 378 | - 31 891 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | | - 50 096 | - 27 234 |
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | 3 831 | 9 226 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice | | 31 831 | 18 543 |
| Incidences des variations du cours des devises de l'exercice | | - 906 | 4 062 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | | 34 756 | 31 831 |

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 |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Solde au 1^{er} janvier 2015 | 15 359 | 235 047 | - 2 306 | - 9 461 | 279 473 | 14 333 | 532 444 | 6 653 | 539 097 |
| Résultat net de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 999 | 0 | 117 999 | 1 495 | 119 494 |
| Couvertures de flux de trésorerie | 0 | 0 | - 1 392 | 0 | 0 | 0 | - 1 392 | 0 | - 1 392 |
| Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies | 0 | 0 | 0 | - 71 | 0 | 0 | - 71 | - 124 | - 195 |
| Écarts de conversion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 404 | 21 404 | 436 | 21 840 |
| Investissement dans une entité étrangère | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 646 | 0 | - 6 646 | 0 | - 6 646 |
| Impôts différés relatifs | 0 | 0 | 418 | - 7 | 1 992 | 0 | 2 403 | 0 | 2 403 |
| Autres éléments du résultat global | 0 | 0 | - 974 | - 78 | - 4 654 | 21 404 | 15 698 | 313 | 16 010 |
| Résultat global net d'impôt | 0 | 0 | - 974 | - 78 | 113 345 | 21 404 | 133 697 | 1 807 | 135 504 |
| Stock-options | 8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| Dividendes | 0 | 0 | 0 | 0 | - 19 967 | 0 | - 19 967 | - 446 | - 20 413 |
| Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5 064 | 0 | - 5 064 | - 2 235 | - 7 299 |
| Autres variations | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| Solde au 31 décembre 2015 1^{er} janvier 2016 | 15 367 | 235 231 | - 3 280 | - 9 539 | 367 926 | 35 736 | 641 441 | 5 779 | 647 220 |
| 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 | 0 | 0 | 1 577 | 229 | 974 | 0 | 2 780 | 0 | 2 780 |
| Autres éléments du résultat global | 0 | 0 | - 3 681 | - 1 555 | - 2 266 | 328 | - 7 174 | 57 | - 7 117 |
| Résultat global net d'impôt | 0 | 0 | - 3 681 | - 1 555 | 151 412 | 328 | 146 504 | 2 255 | 148 760 |
| Stock-options | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 689 | - 1 689 | 0 |
| Autres variations | - 353 | 0 | 0 | 122 | - 28 | 0 | - 259 | 0 | - 259 |
| Solde au 31 décembre 2016 | 18 083 | 231 526 | - 6 961 | 10 982 | 490 276 | 36 064 | 758 005 | 5 551 | 763 556 |

L'augmentation des participations ne donnant pas le contrôle se rapporte à l'acquisition d'actions supplémentaires dans la société Sartorius Korea Biotech Co. ; cette rubrique correspond à l'acquisition des actions restantes de la société AIIPure 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 2016 sont préparés en conformité avec les normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 31 décembre 2015 et disponibles sur le site :

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

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 16 février 2017. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 4 avril 2017.

2. Impact des nouvelles normes

Par rapport aux états financiers consolidés de 2015, 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 :

– Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2010-2012 - Publication en décembre 2013).

Dans le cadre de ce projet d'améliorations annuelles des IFRS, des modifications ont été apportées à 7 normes. Ces modifications ont pour objectif de clarifier les règlements existants. De plus, ces changements ont une incidence sur les informations à fournir. Les normes concernées sont IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 et IAS 38.

– Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2012-2014 - Publication en septembre 2014)

Ce cycle concerne les normes IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 et IAS 34.

– Amendements à IAS 1 - Initiative : information à fournir :

Ces changements s'appliquent à différents domaines d'information à fournir. Ils précisent notamment que les informations fournies en annexe ne sont nécessaires que si leur mention est significative.

– Amendements à IAS 16 et à IAS 38 - Clarification sur les modes d'amortissement acceptables :

Ces modifications fournissent des indications sur la détermination d'une méthode d'amortissement appropriée. Les méthodes fondées sur les revenus ne sont généralement pas applicables aux immobilisations corporelles et aux actifs incorporels sauf dans des cas exceptionnels.

– Amendements à IAS 16 et à IAS 41 - Agriculture : actifs biologiques producteurs,

Selon ces changements, les groupes d'actifs biologiques devraient être traités à l'avenir comme des immobilisations corporelle.

- Amendements à IAS 19 - Cotisations des membres du personnel,

Les changements clarifient le règlement sur la comptabilisation des cotisations des employés au titre de leur activité.

- Amendements à IAS 27 - Méthode de la mise en équivalence dans les comptes individuels,

Ce changement renforce la méthode de la mise en équivalence en tant que traitement comptable alternatif pour les actions de sociétés affiliées, de coentreprises et d'entités associées dans les états financiers individuels d'un investisseur.

- Amendements aux IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 - Entités d'investissement : application d'exception de consolidation),

Les modifications précisent quelles filiales d'entités d'investissement doivent être consolidées et quelles filiales doivent être comptabilisées à leur juste valeur.

- Amendements à IFRS 11 - Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans une entreprise commune,

Dans le cadre de ce projet, il a été conclu que la méthode la plus appropriée pour comptabiliser l'acquisition d'intérêts dans une entreprise commune consiste à appliquer les principes applicables aux regroupements d'entreprises définis dans la norme IFRS 3.- Regroupements d'entreprises.

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 2016 :

| Normes Interprétations | Titre | Applicable aux exercices ouverts au ¹⁾ | Adoption par la Commission européenne |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| IFRS 14 | Comptes de report réglementaires | 1 ^{er} janvier 2016 | Non |
| Amendements à IFRS 12 | Amélioration des IFRS (Cycle 2014 - 2016) - (Publication en déc. 2016) | 1 ^{er} janvier 2017 | Non |
| Amendements à IAS 12 | Reconnaissance d'impôts différés actif au titre des pertes reportables | 1 ^{er} janvier 2017 | Non |
| Amendements à IAS 7 | Initiative - Informations à fournir | 1 ^{er} janvier 2017 | Non |
| Amendements à IFRS 1 et IAS 28 | Amélioration des IFRS (Cycle 2014 - 2016) - (Publication en déc. 2016) | 1 ^{er} janvier 2018 | Non |
| IFRS 15 | Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients | 1 ^{er} janvier 2018 | Oui |
| IFRS 9 | Instruments financiers | 1 ^{er} janvier 2018 | Oui |
| Clarifications relatives à IFRS 15 | Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients | 1 ^{er} janvier 2018 | Non |
| Amendements à IFRS 2 | Classification et mesure des transactions basées sur les actions | 1 ^{er} janvier 2018 | Non |
| Amendements à IFRS 4 | Application d'IFRS 9 - Instruments financiers en lien avec IFRS 4 - Contrats d'assurance | 1 ^{er} janvier 2018 | Non |
| Amendements à IAS 40 | Transfert de propriété relative à un investissement financier | 1 ^{er} janvier 2018 | Non |
| IFRIC 22 | Transactions en devises étrangères et reconnaissance anticipée | 1 ^{er} janvier 2018 | Non |
| IFRS 16 | Contrat de location | 1 ^{er} janvier 2019 | 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 |

¹⁾ Les normes doivent être appliquées une fois qu'elles ont été approuvées par la Commission européenne

²⁾ 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 doit être reconnu le revenu dans les comptes.

IFRS 15 aura essentiellement un impact sur la comptabilisation des contrats de construction dans notre activité "Solutions intégrées". Basé sur la précédente norme, les revenus sont actuellement reconnus en fonction du pourcentage d'achèvement (méthode de l'avancement des travaux) c'est-à-dire que les revenus sont comptabilisés sur la base du pourcentage des coûts à jour par rapport aux coûts totaux estimés du contrat (méthode coûts versus coûts). Au regard d'IFRS 15, le contrôle d'un actif est le critère décisif pour la reconnaissance du chiffre d'affaires. Par rapport à la méthode de reconnaissance définie par la norme IAS 11, les principes définis par IFRS 15 pourraient entraîner des changements dans la comptabilisation des revenus.

En outre, l'application de la norme IFRS 15 entraînera des exigences d'information plus importantes concernant le type, le montant, le calendrier et les revenus et les flux de trésorerie attendus des contrats conclus avec les clients.

La nouvelle norme relative à la comptabilisation des contrats de location - IFRS 16 - élimine la classification des contrats entre les contrats de location simple et les contrats de location-financement. Tous les contrats de location sont traités comme des contrats de location-financement au sens de la norme IAS 17. Les contrats de location sont capitalisés au bilan en reconnaissant la valeur actualisée des loyers et en les considérant soit comme des actifs locatifs présentés séparément des autres actifs soit comme des immobilisations corporelles. La norme définit les exceptions pour les baux à court terme et les baux relatifs à des biens de faible valeur.

Au regard de l'application de la norme IFRS 16, le groupe prévoit une augmentation des actifs et des passifs financiers liés. L'impact sur les ratios clés comme les ratios de fonds propres ou de l'endettement net par rapport à l'EBITDA devrait être plutôt faible.

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

Les nouvelles dispositions réglementaires relatives au classement des actifs financiers en fonction du "business model" et des flux de trésorerie contractuels correspondants ne devraient pas modifier de manière significative les états financiers du groupe. En ce qui concerne les nouvelles exigences en matière de comptabilité de couverture, notre analyse préliminaire nous amène à conclure que les relations de couverture actuelles le seront toujours en IFRS.

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

La transition des tests de dépréciations du modèle « Pertes encourues » vers le modèle « Pertes attendues » aura une incidence sur l'application initiale. À ce stade de l'analyse, l'impact attendu devrait être faible, notamment en raison des faibles pertes sur créances encourues ces dernières années.

Tel que décrit ci-dessus, le groupe évalue actuellement les effets de ces nouvelles normes dans divers projets de mise en œuvre à l'échelle du groupe. Une estimation fiable des impacts de ces nouvelles règles n'est pas encore possible, mais elle devrait être globalement plutôt limitée. Il est prévu de fournir une évaluation plus détaillée dans les prochains mois.

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 présentation 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 | |
|-------------|--|------------|--------------------------|------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| USD | 1,05410 | 1,08870 | 1,10659 | 1,10969 |
| GBP | 0,85618 | 0,73395 | 0,81952 | 0,72593 |
| JPY | 123,40000 | 131,07000 | 120,20024 | 134,35238 |
| CHF | 1,07390 | 1,08350 | 1,09004 | 1,06837 |
| INR | 71,59350 | 72,02150 | 74,35823 | 71,22490 |
| KRW | 1269,36000 | 1280,78000 | 1283,96650 | 1257,47421 |
| CNY | 7,32020 | 7,06080 | 7,35117 | 6,97587 |

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 bilancielle 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 bail 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 meilleure 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 des banques et établissements de crédit, 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'évaluation 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 finan-

cier 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 | | |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 2016 | 2015 | Variation | 2016 | 2015 | Variation |
| Chiffre d'affaires | 1 051 611 | 884 331 | 19 % | 1 051 611 | 884 331 | 19 % |
| EBITDA courant | 288 680 | 231 347 | 25 % | 288 680 | 231 347 | 25 % |
| En % du chiffre d'affaires | 27,5 % | 26,2 % | | 27,5 % | 26,2 % | |
| EBIT (Résultat opérationnel) | 225 916 | 184 532 | 22 % | 225 916 | 184 532 | 22 % |
| En % du chiffre d'affaires | 21,5 % | 20,9 % | | 21,5 % | 20,9 % | |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles | 80 161 | 54 521 | 47 % | 80 161 | 54 521 | 47 % |

Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel :

| en milliers € | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| EBITDA courant du secteur opérationnel | 288 680 | 231 347 |
| Dépréciations et amortissements | - 44 685 | - 39 422 |
| Éléments non-récurrents | - 18 079 | - 7 393 |
| EBIT (Résultat opérationnel) | 225 916 | 184 532 |
| Résultat financier | - 12 931 | - 14 854 |
| Résultat avant impôt | 212 985 | 169 678 |

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

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 2016 comme en 2015).

| en milliers € | Chiffre d'affaires | | Actifs non courants | |
|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| EMEA | 454 350 | 397 162 | 658 011 | 653 946 |
| Dont Allemagne | 131 120 | 105 974 | 263 975 | 248 384 |
| Dont France | 54 009 | 50 486 | 300 959 | 301 876 |
| Les Amériques | 387 784 | 323 461 | 73 607 | 31 681 |
| Dont États-Unis | 355 914 | 298 552 | 73 607 | 31 681 |
| Asie Pacifique | 209 477 | 163 707 | 18 640 | 17 556 |
| Dont Chine | 47 131 | 38 682 | 2 246 | 1 305 |
| Dont Corée du Sud | 56 661 | 43 320 | 6 998 | 7 563 |
| Groupe | 1 051 611 | 884 331 | 750 259 | 703 183 |

6. Périmètre de consolidation

Les états financiers 2016 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. Les états financiers des sociétés indiquées ci-dessous ont été consolidés dans les états financiers du groupe :

| | Quote-part du capital détenu (en %) |
|--|-------------------------------------|
| EMEA | |
| 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 Celca 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 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 |
| Les Amériques | |
| Sartorius Stedim Filters Inc., Yauco, Porto Rico | 100 |
| Sartorius Stedim North America Inc., Bohemia, New York, États-Unis | 100 |
| AllPure Technologies, LLC , New Oxford, États-Unis | 100 |
| Asie Pacifique | |
| 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.

8. Regroupement d'entreprises

Acquisition de la société kSep Systems LLC

Le 29 juillet 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 100 % des actions du spécialiste de centrifugeuses kSEP Systems LLC. La compagnie basée à Morrisville en Caroline du Nord a développé et commercialise des systèmes de centrifugeuses à usage unique et entièrement automatisées utilisées dans la fabrication de produits biopharmaceutiques tels que des vaccins, des thérapies cellulaires et des anticorps monoclonaux.

La répartition du coût d'acquisition au 31 décembre 2016 a été finalisée comme suit :

| | Juste valeur définitive à la date d'acquisition en milliers € |
|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 9 668 |
| Immobilisations corporelles | 25 |
| Stocks | 1 238 |
| Créances clients | 1 330 |
| Autres actifs | 447 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 204 |
| Impôts différés - montant net | - 70 |
| Provisions | 0 |
| Emprunts financiers | 0 |
| Autres passifs | - 2 480 |
| Actif net acquis | 14 362 |
| Prix d'acquisition | 27 223 |
| Goodwill | 12 861 |

Le prix d'acquisition est d'environ 27,2 millions d'euros et 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'acquisition de kSep est axée sur une complémentarité de l'offre du groupe Sartorius Stedim Biotech dans le domaine des bioprocess "downstream" réduisant à la fois le temps et le coût des étapes de purification pour les clients du groupe. L'écart d'acquisition comptabilisé inclut cette complémentarité de portefeuille ainsi que d'autres actifs non identifiables séparément. L'écart d'acquisition n'est pas déductible selon les règles fiscales.

La contribution de l'entreprise depuis sa consolidation initiale n'est pas significative. Si l'acquisition avait eu lieu à compter du 1er janvier 2016, le chiffre d'affaires du Groupe aurait atteint environ 1 055,5 millions d'euros, l'impact sur le résultat n'est pas significatif.

La société a été fusionnée avec Sartorius Stedim North America Inc. à compter du 30 novembre 2016 et n'est donc pas mentionnée dans le périmètre de consolidation.

Acquisition de la société BioOutsource Ltd.

Le 17 avril 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 100 % des droits de vote de la société BioOutsource Ltd. basée à Glasgow, en Écosse (Royaume-Uni). La société BioOutsource Ltd. teste la sécurité et la qualité des médicaments biologiques et des vaccins pour les clients pharmaceutiques, et s'est spécialisée dans l'offre d'une gamme complète de services pour l'industrie biosimilaire, en forte croissance. Les services fournis par BioOutsource font partie des processus de base des clients du groupe Sartorius Stedim Biotech et permettent d'élargir de manière significative l'offre actuelle de services du Groupe.

L'affectation du coût d'acquisition a été finalisée en 2016 comme suit (pas de changement par comparaison avec 2015) :

| | Juste valeur préliminaire à la date d'acquisition en milliers € | Juste valeur définitive à la date d'acquisition en milliers € |
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 11 409 | 11 409 |
| Immobilisations corporelles | 1 517 | 1 517 |
| Stocks | 842 | 842 |
| Créances et autres actifs | 2 576 | 2 576 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 410 | 1 410 |
| Impôts différés - montant net | - 2 282 | - 2 282 |
| Provisions et passifs | - 2 125 | - 2 125 |
| Emprunts financiers | - 699 | - 699 |
| Actif net acquis | 12 648 | 12 648 |
| Prix d'acquisition | 30 602 | 30 602 |
| Goodwill | 17 954 | 17 954 |

Le prix d'achat d'environ 30,6 millions d'euros a été versé sous la forme d'un paiement en cash. Les coûts directement attribuables à l'acquisition d'un montant de 0,2 million d'euros ont été comptabilisés dans les autres charges du compte de résultat en 2015.

L'écart d'acquisition représente principalement des synergies liées à l'utilisation du réseau de vente mondial de Sartorius Stedim Biotech. L'objectif est d'internationaliser les activités acquises et d'étendre en particulier l'accès au marché en Asie. L'écart d'acquisition n'est pas déductible selon les règles fiscales.

Acquisition de la société Cellca GmbH

Le 1er juillet 2015, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 100 % des actions de la société Cellca GmbH basée à Laupheim, en Allemagne. Les principaux clients de Cellca sont des entreprises biopharmaceutiques ainsi que des fournisseurs de produits biosimilaires qui ne gèrent pas ou que partiellement le développement des procédés en interne.

L'affectation coût d'acquisition a été finalisée come suit (pas de changement par comparaison avec 2015) :

| | Juste valeur préliminaire à la date d'acquisition en milliers € | Juste valeur définitive à la date d'acquisition en milliers € |
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 27 175 | 27 175 |
| Immobilisations corporelles | 1 558 | 1 558 |
| Créances et autres actifs | 914 | 914 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 804 | 1 804 |
| Impôts différés - montant net | - 7 533 | - 7 533 |
| Provisions et passifs | - 1 329 | - 1 329 |
| Actif net acquis | 22 589 | 22 589 |
| Prix d'acquisition | 26 500 | 26 500 |
| Goodwill | 3 911 | 3 911 |

Le prix d'achat d'environ 26,5 millions d'euros a été versé sous la forme d'un paiement en cash. Les coûts directement attribuables à l'acquisition d'un montant de 0,1 million d'euros ont été comptabilisés dans les autres charges du compte de résultat.

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

Notes annexes au compte de résultat

9. Chiffre d'affaires

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

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| France | 54 009 | 50 486 |
| Allemagne | 131 120 | 105 974 |
| Autres pays | 866 482 | 727 870 |
| Total | 1 051 611 | 884 331 |

Le chiffre d'affaires réalisé avec les autres filiales du groupe Sartorius s'élève à 48 063 milliers d'euros en 2016 (contre 36 450 milliers d'euros en 2015). Merci de se référer à la note 32.

Le chiffre d'affaires se décompose en ventes de produits pour un montant de 1 007,1 millions d'euros et en prestations de services pour un montant de 44,6 millions d'euros (respectivement 844,1 millions d'euros et 40,3 millions d'euros en 2015). 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 2016, les paiements relatifs aux contrats de location pour les actifs loués en vertu de contrats de location simple représentent un montant de 9,6 millions d'euros (2015 : 7,9 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 :

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Achats consommés | 260 968 | 197 707 |
| Autres coûts liés aux achats | 38 633 | 36 770 |
| Total | 299 601 | 234 477 |

Frais de personnel

Ce poste peut être ventilé comme suit :

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Salaires | 224 077 | 196 837 |
| Charges sociales | 49 105 | 40 418 |
| Charges de retraite et charges relatives aux indemnités de départ à la retraite | 5 500 | 5 624 |
| Total | 278 683 | 242 878 |

11. Autres produits et charges opérationnels

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Gains de change | 14 516 | 12 204 |
| Produits liés aux reprises de dépréciation clients | 1 522 | 723 |
| Reprise sur provisions consommées | 2 982 | 909 |
| Subventions | 2 825 | 2 944 |
| Autres produits | 3 263 | 4 459 |
| Total des autres produits | 25 109 | 21 239 |
| Pertes de change | - 12 263 | - 17 919 |
| Coûts de réorganisation | - 18 079 | - 7 393 |
| Charges liées aux dotations pour dépréciation clients | - 864 | - 1 600 |
| Autres charges | - 4 198 | - 3 947 |
| Total des autres charges | - 35 404 | - 30 860 |
| Total autres produits et charges opérationnels | - 10 296 | - 9 621 |

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 clair que les conditions requises sont remplies.

Le poste « Autres produits » comprend principalement les revenus relatifs à l'activité de milieux de culture cellulaire de Lonza. Ce revenu est lié à un accord avec la société Lonza qui détermine une répartition du bénéfice entre le fabricant (Lonza) et le distributeur (Sartorius Stedim Biotech).

Les éléments non-récurrents (coût de réorganisation) s'élèvent à - 18,1 millions d'euros (- 7,4 millions d'euros en 2015) 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

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Produits financiers | 127 | 150 |
| - dont montants avec les autres sociétés du groupe | 0 | 0 |
| Produits sur instruments financiers dérivés | 845 | 1 275 |
| Autres produits financiers | 912 | 1 429 |
| Produits financiers | 1 884 | 2 854 |
| Charges d'intérêts | - 3 787 | - 3 543 |
| - dont montants avec les autres sociétés du groupe | - 1 471 | - 903 |
| Charges sur instruments financiers dérivés | - 952 | - 681 |
| Charges d'intérêts sur retraites | - 622 | - 652 |
| Autres charges financières | - 9 454 | - 12 832 |
| Charges financières | - 14 815 | - 17 708 |
| Total | - 12 931 | - 14 854 |

Les autres charges financières en 2015 et en 2016 comprennent principalement les pertes de change liées aux emprunts libellés en devises ainsi que les charges résultantes des variations de la juste valeur et les réductions 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

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Impôts courants | - 55 632 | - 55 098 |
| Impôts différés | - 1 476 | 4 914 |
| Total | - 57 108 | - 50 184 |

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.

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Charge d'impôt estimée (29 %) | - 61 766 | - 49 207 |
| Différence avec le taux d'imposition moyen du groupe | 9 410 | 4 401 |
| Différences permanentes | - 3 660 | - 2 916 |
| Produit non imposable et autres exonérations | 1 946 | 1 246 |
| Impôts relatifs aux exercices précédents | - 2 125 | - 700 |
| Retenue à la source et autres impôts équivalents | - 940 | - 2 742 |
| Autres | 27 | - 266 |
| Total | - 57 108 | - 50 184 |
| Taux d'imposition effectif | - 26,8 % | - 29,6 % |

14. Ventilation par nature du résultat opérationnel

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Chiffre d'affaires | 1 051 611 | 884 331 |
| Achats consommés | - 260 968 | - 197 707 |
| Autres coûts liés aux achats | - 38 633 | - 36 770 |
| Frais de personnel | - 278 683 | - 242 878 |
| Amortissement et dépréciation | - 44 687 | - 39 856 |
| Autres coûts opérationnels | - 202 725 | - 182 588 |
| Sous-total | - 825 695 | - 699 799 |
| EBIT (Résultat opérationnel) | 225 916 | 184 532 |
| Résultat financier | - 12 931 | - 14 854 |
| Impôt sur le résultat | - 57 108 | - 50 184 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | - 2 199 | - 1 495 |
| Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle | 153 678 | 117 999 |

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.

Le résultat net dilué par action est calculé en tenant compte de la conversion en actions ordinaires des instruments dilutifs en circulation durant la période, tels que des options de souscriptions d'actions. L'impact des stock-options est donc retenu dans le calcul du nombre moyen pondéré d'actions diluées.

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). Les calculs du Résultat par action pour l'exercice 2015 ont été ajustés en conséquence.

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Résultat net après impôts (en milliers €) | 155 877 | 119 494 |
| Résultat net part du groupe après impôts (en milliers €) | 153 678 | 117 999 |
| Résultat par action (€) | 1,67 | 1,28 |
| Résultat net dilué par action (€) | 1,67 | 1,28 |
| Nombre de titres (statutaire) | 92 180 190 | 92 203 428 |
| Titres auto-détenus | - 5 883 | 0 |
| Autres dilutions (stock-options exercées) | 0 | - 7 479 |
| Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour calcul du résultat par action | 92 174 307 | 92 195 949 |
| Nombre d'actions total utilisé pour calcul du résultat dilué par action | 92 174 307 | 92 195 949 |

Notes annexes à l'état de la situation financière

16. Goodwill et autres immobilisations incorporelles

Goodwill

| | Goodwill en milliers € |
|--|------------------------------|
| Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2015 | 313 786 |
| Écarts de conversion | 1 711 |
| Regroupement d'entreprises | 21 462 |
| Valeurs brutes au 31 déc. 2015 | 336 959 |
| Pertes liées aux « impairment tests » au 1^{er} jan. 2015 | 0 |
| Écarts de conversion | 0 |
| Pertes liées aux « impairment tests » | 0 |
| Pertes liées aux « impairment tests » au 31 déc. 2015 | 0 |
| Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2015 | 336 959 |
| | Goodwill en milliers € |
| Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2016 | 336 959 |
| Écarts de conversion | - 5 044 |
| Regroupement d'entreprises | 12 862 |
| Valeurs brutes au 31 déc. 2016 | 344 777 |
| Pertes liées aux « impairment tests » au 1^{er} jan. 2016 | 0 |
| Écarts de conversion | 0 |
| Pertes liées aux « impairment tests » | 0 |
| Pertes liées aux « impairment tests » au 31 déc. 2016 | 0 |
| Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2016 | 344 777 |

Le poste goodwill (344 777 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 2016 concerne l'acquisition de la société kSep Systems ; la variation en 2015 concerne l'acquisition des sociétés BioOutsource et Cellca (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 2015, le test de dépréciation réalisé pour 2016 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 2020. 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 :

| | 2016 | | 2015 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Avant impôt | Après impôt | Avant impôt | Après impôt |
| Biopharma | 7,9 % | 6,3 % | 7,6 % | 6,1 % |

En 2016, 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 » :

| | 2016 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|
| Taux d'actualisation | 23,3 % | 21,2 % |
| Taux de croissance | - 48,7 % | - 47,1 % |
| Flux de trésorerie | - 84,9 % | - 83,2 % |

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 € |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2015 | 37 962 | 10 779 | 109 800 | 49 012 | 251 | 207 804 |
| Écarts de conversion | 2 067 | - 4 | 565 | 456 | 0 | 3 084 |
| Regroupement d'entreprises | 30 617 | 207 | 7 875 | 0 | 0 | 38 699 |
| Acquisitions | 644 | 0 | 0 | 8 154 | 67 | 8 865 |
| Cessions | - 384 | 0 | - 275 | - 117 | 0 | - 776 |
| Transfert de compte à compte | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Valeurs brutes au 31 déc. 2015 | 70 933 | 10 982 | 117 965 | 57 506 | 318 | 257 704 |
| Cumul des dépréciat. amortiss. au 1^{er} janv. 2015 | - 15 234 | 0 | - 51 368 | - 28 042 | 0 | - 94 644 |
| Écarts de conversion | - 888 | 1 | - 124 | - 270 | 0 | - 1 281 |
| Dépréciations amortissements | - 5 487 | - 28 | - 8 374 | - 5 167 | 0 | - 19 056 |
| Reprises sur cessions | 355 | 0 | 275 | 0 | 0 | 630 |
| Transfert de compte à compte | - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5 |
| Cumul des dépréciat. amortiss. au 31 déc. 2015 | - 21 259 | - 27 | - 59 590 | - 33 479 | 0 | - 114 355 |
| Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2015 | 49 674 | 10 955 | 58 375 | 24 027 | 318 | 143 349 |

| | 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 € |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2016 | 70 933 | 10 982 | 117 965 | 57 506 | 318 | 257 704 |
| Écarts de conversion | - 1 115 | - 23 | - 1 941 | - 853 | 0 | - 3 932 |
| 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 |
| Valeurs brutes au 31 déc. 2016 | 74 664 | 11 060 | 121 351 | 68 054 | 36 | 275 165 |
| Cumul des dépréciat. amortiss. au 1^{er} janv. 2016 | - 21 259 | - 27 | - 59 590 | - 33 479 | 0 | - 114 355 |
| 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 |
| Cumul des dépréciat. amortiss. au 31 déc. 2016 | - 27 813 | - 68 | - 67 710 | - 35 556 | 0 | - 131 147 |
| Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2016 | 46 851 | 10 992 | 53 640 | 32 498 | 36 | 144 018 |

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.

En raison de l'intégration de la marque Stedim dans la marque Sartorius Stedim Biotech, une mesure séparée des flux de trésorerie n'est pas possible. Par conséquent, aucun « impairment test » individualisé n'a été effectué en 2016, la valeur recouvrable relative à la marque a été mesurée au niveau de l'unité génératrice de trésorerie (U.G.T.) : segment Biopharma.

La relation clients obtenue dans le cadre de l'acquisition inversée de Stedim constitue un actif incorporel significatif. La valeur nette comptable de cette relation clients s'élève à 29,8 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 (2015 : 35,2 millions d'euros) ; la durée d'utilité résiduelle est de six ans.

Au cours de l'exercice 2016, un total de 14 570 milliers d'euros de coûts de développement a été comptabilisé en immobilisations (8 154 milliers d'euros en 2015). 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 cinq 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 € |
|--|---|---|---|--|------------------------|
| Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2015 | 143 661 | 101 141 | 66 622 | 25 926 | 337 350 |
| Écarts de conversion | 2 489 | 1 768 | 1 340 | - 34 | 5 563 |
| Regroupement d'entreprises | 160 | 1 270 | 1 510 | - 1 | 2 939 |
| Acquisitions | 6 485 | 9 195 | 7 877 | 22 099 | 45 656 |
| Cessions | - 432 | - 2 145 | - 5 091 | - 86 | - 7 755 |
| Transferts de compte à compte | 3 193 | 7 620 | - 2 515 | - 8 105 | 192 |
| Valeurs brutes au 31 déc. 2015 | 155 555 | 118 849 | 69 743 | 39 798 | 383 945 |
| Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2015 | - 42 400 | - 58 682 | - 44 072 | 0 | - 145 155 |
| Écarts de conversion | - 427 | - 1 141 | - 796 | 7 | - 2 357 |
| Amortissement | - 5 571 | - 8 558 | - 6 237 | - 434 | - 20 800 |
| Reprises sur cessions | 432 | 2 249 | 4 565 | 0 | 7 247 |
| Transferts de compte à compte | 0 | - 1 932 | 1 926 | 0 | - 6 |
| Cumul des amortissements au 31 déc. 2015 | - 47 966 | - 68 064 | - 44 614 | - 426 | - 161 070 |
| Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2015 | 107 589 | 50 785 | 25 129 | 39 372 | 222 875 |

| | 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 € |
|--|--|---|---|--|------------------------|
| Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2016 | 155 555 | 118 849 | 69 743 | 39 798 | 383 945 |
| Écarts de conversion | - 604 | - 657 | - 185 | - 820 | - 2 267 |
| 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 |
| Valeurs brutes au 31 déc. 2016 | 171 308 | 152 063 | 81 783 | 36 704 | 441 858 |
| Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2016 | - 47 966 | - 68 064 | - 44 614 | - 426 | - 161 070 |
| Écarts de conversion | 103 | 52 | 142 | 29 | 327 |
| 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 | - 8 |
| Cumul des amortissements au 31 déc. 2016 | - 52 037 | - 78 459 | - 49 899 | 1 | - 180 395 |
| Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2016 | 119 270 | 73 604 | 31 885 | 36 705 | 261 464 |

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 2016, comme pour l'exercice 2015, 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 16 810 milliers d'euros (en 2015 : 17 137 milliers d'euros). Le coût d'acquisition de ces actifs s'élève à 19 867 milliers d'euros (en 2015 : 19 480 milliers d'euros).

18. Impôts différés

| | Impôts différés actifs | | Impôts différés passifs | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 33 484 | 34 693 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 6 603 | 6 826 |
| Stocks | 7 237 | 6 195 | 0 | 0 |
| Créances clients et autres actifs courants | 1 970 | 633 | 0 | 1 148 |
| Provisions | 8 590 | 9 040 | 0 | 0 |
| Passif | 3 290 | 7 450 | 498 | 45 |
| Montant brut | 21 086 | 23 318 | 40 584 | 42 711 |
| Déficits reportables | 2 798 | 574 | 0 | 0 |
| Impôt sur les bénéfices non distribués des filiales | 0 | 0 | 1 325 | 1 325 |
| Compensation | - 13 130 | - 13 850 | - 13 130 | - 13 850 |
| Montant net | 10 754 | 10 042 | 28 779 | 30 186 |
| Variation | 712 | - 127 | 1 406 | - 2 374 |
| Reconnu en compte de résultat | 480 | 74 | - 2 013 | 4 840 |

Impôts différés actifs

À la date de clôture, le groupe présentait des déficits reportables de 12,0 millions d'euros (6,0 millions d'euros en 2015). Des impôts différés ont été constatés pour environ 8,3 millions d'euros (2,6 million d'euros en 2015). 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 2,7 million d'euros (0,1 million d'euros en 2015) 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 390 millions d'euros (307 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 2016, 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 € | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Couvertures de flux de trésorerie | 1 577 | 418 |
| Réévaluation des actifs passifs au titre des régimes à prestations définies | 229 | -7 |
| Investissement dans une entité étrangère | 974 | 1 992 |
| Total | 2 780 | 2 403 |

19. Stocks

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Matières premières et approvisionnements | 57 203 | 37 765 |
| En-cours de production | 50 454 | 45 632 |
| Produits finis | 59 152 | 60 280 |
| Acomptes sur commandes en cours | 4 248 | 3 293 |
| Total | 171 057 | 146 970 |

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valeur brute des stocks | 182 577 | 160 048 |
| Dépréciation des stocks | - 11 520 | - 13 078 |
| Valeur nette des stocks | 171 057 | 146 970 |

20. Créances clients | Autres actifs courants

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Créances clients tiers | 168 247 | 132 964 |
| Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction | 3 130 | 3 678 |
| Créances clients sur les autres sociétés du groupe Sartorius AG | 12 575 | 5 702 |
| Créances clients | 183 952 | 142 344 |

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 29 886 millions d'euros (2015 : 17 892 millions d'euros). Pour ces projets, les paiements anticipés représentent un montant de 26 756 millions d'euros (2015 : 14 214 millions d'euros). Pour cette année, le revenu reconnu dans le compte de résultat au titre de ces projets en cours est de 23 452 millions d'euros (2015 : 11 747 millions 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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Dépréciations à l'ouverture de l'exercice | - 3 359 | - 2 615 |
| Dotations | - 864 | - 1 599 |
| Reprises et consommation | 98 | 296 |
| Recouvrement des montants précédemment dépréciés | 1 522 | 721 |
| Écarts de conversion | 11 | - 71 |
| Regroupement d'entreprises | 0 | - 91 |
| Dépréciations à la clôture de l'exercice | - 2 591 | - 3 359 |

Balance âgée des créances clients échues (non dépréciées) :

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 à 30 jours | 25 496 | 24 094 |
| 31 à 90 jours | 13 413 | 13 142 |
| 91 à 180 jours | 4 144 | 6 857 |
| 181 à 360 jours | 5 789 | 1 894 |
| plus de 360 jours | 1 185 | 668 |
| Total | 50 026 | 46 656 |

Pour les créances clients de 50 026 millions d'euros (2015 : 46 656 millions 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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dérivés | 278 | 9 |
| Autres actifs financiers | 8 265 | 8 353 |
| Actifs financiers courants | 8 543 | 8 362 |

La rubrique « Autres actifs financiers » comprend les créances rattachées à d'autres entités du groupe Sartorius AG pour 1 786 millions d'euros (En 2015: 2 445 millions d'euros).

22. Capital social

L'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 avril 2016 a approuvée les résolutions suivantes qui sont reflétées dans 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 euros (montant arrondi) à 0,20€ par incorporation de réserves. Cette opération a entraîné une augmentation des capitaux propres de 3 073 millions d'euros et une diminution respective des réserves. Le coût de l'augmentation de capital de 601 millions d'euros a été déduit des réserves.

Il n'existait pas au 31 décembre 2015 ni au 31 décembre 2016 d'instruments dilutifs autres que les programmes d'options de souscriptions d'actions. Les actions nominatives inscrites au nom du même titulaire depuis au moins quatre ans bénéficient d'un droit de vote double.

| | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Nombre d'actions à l'ouverture | 15 367 238 | 15 359 238 |
| Augmentation d'actions (Fusion) | 1 638 222 | 0 |
| Augmentation d'actions (Stock split) | 76 816 825 | 0 |
| Souscription de stock-options | 0 | 8 000 |
| Annulation des actions auto-détenues | - 1 642 095 | 0 |
| Nombre d'actions à la clôture | 92 180 190 | 15 367 238 |
| Valeur nominale de l'action (en €) | 0,20 | 1,00 |
| Impact du contrat de liquidité - actions auto-détenues | - 353 | 0 |
| Montant du capital social (en milliers €) | 18 083 | 15 367 |

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 2016, comme suit : le paiement d'un dividende net de 0,42 € par action (2015: 0,33 €), c'est-à-dire un décaissement total de 38 713 209,00 € en excluant les titres auto-détenus (en 2015, le montant versé était de 30 734 476,00 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 5 551 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 sont réparties comme suit sur les entités respectives :

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sartorius Korea Biotech Co. Ltd. | 5 551 | 4 080 |
| AllPure Technologies LLC | 0 | 1 699 |
| Total | 5 551 | 5 778 |

Chiffres clés

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sartorius Korea Biotech Co. Ltd. | | |
| Chiffre d'affaires | 46 196 | 43 395 |
| Résultat net | 7 092 | 5 129 |
| Total de l'actif | 26 126 | 25 204 |
| Résultat attribué | 2 199 | 1 590 |
| AllPure Technologies LLC | | |
| Chiffre d'affaires | | 5 023 |
| Résultat net | | - 239 |
| Total de l'actif | | 5 474 |
| Résultat attribué | | - 96 |

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 2016, la charge totale comptabilisée pour les entreprises restantes s'élève à 17 532 milliers d'euros (en 2015 : 14 779 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 - 1 784 milliers d'euros (perte actuarielle de - 308 milliers d'euros en 2015).

Un montant de 25 056 milliers d'euros concerne notamment les provisions pour retraite relatives aux plans de départ en retraite de notre personnel allemand. Ces provisions totalisaient 22 888 milliers d'euros en 2015. 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. 2016 | 31 déc. 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Taux d'actualisation | 1,68 | 2,27 |
| 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 » déterminées par Klaus Heubeck.

Pour la France :

| en % | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Taux d'actualisation | 1,42 | 2,00 |
| 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 :

| | 2016 en milliers € | 2015 en milliers € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Coût des services rendus | - 1 746 | - 1 625 |
| Coût des services passés | 370 | 688 |
| Charge nette d'intérêts | - 555 | - 554 |
| Composante du coût des prestations de retraite comptabilisées en résultat | - 1 932 | - 1 492 |
| Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus) | 117 | - 31 |
| Réévaluation du régime | - 1 900 | - 194 |
| Composantes des coûts de prestations définies comptabilisés dans les autres éléments du résultat global | - 1 784 | - 225 |
| Total | - 3 716 | - 1 717 |

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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valeur actuelle des obligations | 40 841 | 37 651 |
| Juste valeur (-) | - 6 622 | - 5 914 |
| Passif net | 34 219 | 31 737 |

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

| | 2016 en milliers € | 2015 en milliers € |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Valeur actuelle des obligations à l'ouverture | 37 651 | 35 557 |
| Coût des services rendus | 1 746 | 1 625 |
| Coût des services passés | - 370 | - 688 |
| Coût financier | 622 | 652 |
| Réévaluation du régime | 1 871 | 193 |
| Écarts de conversion | 113 | 632 |
| Indemnités de départ à la retraite versées au cours de l'exercice | - 1 140 | - 998 |
| Cotisations des employés | 208 | 188 |
| Contributions aux plans des participants | 85 | 474 |
| Autres variations | 54 | 16 |
| Valeur actuelle des obligations à la clôture | 40 841 | 37 651 |

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

| | 2016 en milliers € | 2015 en milliers € |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ajustements liés à l'expérience | - 411 | 542 |
| Modifications liées aux hypothèses démographiques | - 611 | 393 |
| Modifications liées aux hypothèses financières | 2 893 | - 741 |
| Total | 1 871 | 195 |

Actif du régime :

| | 2016 en milliers € | 2015 en milliers € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Actif du régime au 1^{er} janv. | 5 914 | 4 974 |
| Revenu attendu | 66 | 98 |
| Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus) | 117 | - 31 |
| Réévaluation du régime | - 29 | - 2 |
| Contribution du groupe & versements | - 1 028 | - 904 |
| Écarts de conversion | 61 | 447 |
| Cotisations des employés | 208 | 188 |
| Cotisations des employeurs | 952 | 621 |
| Contributions aux plans des participants | 361 | 522 |
| Autres variations | 0 | 0 |
| Actif du régime au 31 déc. | 6 622 | 5 914 |

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 1,4 million d'euros (1,2 million d'euros en 2015) 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 :

2015 :

| en milliers € | | |
|--|-----------|-----------|
| Hypothèses démographiques | | |
| Espérance de vie | + 1 an | - 1 an |
| Impact | 754 | - 741 |
| Hypothèses financières | | |
| Taux d'actualisation | + 100 bps | - 100 bps |
| Impact | - 5 385 | 6 957 |
| Taux d'augmentation des salaires | + 50 bps | - 50 bps |
| Impact | 755 | - 707 |
| Taux d'augmentation des pensions de retraite | + 25 bps | - 25 bps |
| Impact | 879 | - 838 |

2016 :

| en milliers € | | |
|--|-----------|-----------|
| Hypothèses démographiques | | |
| Espérance de vie | + 1 an | - 1 an |
| Impact | 845 | - 840 |
| Hypothèses financières | | |
| 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 |

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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| < 1 an | 1 344 | 1 267 |
| 1 - 5 ans | 6 391 | 5 898 |
| 6 - 10 ans | 10 148 | 11 847 |
| > 10 ans | 50 779 | 47 919 |
| Total | 68 662 | 66 931 |

La durée moyenne pondérée des obligations des régimes à prestations définies est de 18,2 ans (18 ans en 2015).

25. Emprunts et autres passifs financiers

| | Solde au 31 déc. 2016 en milliers € | Dont passifs courants au 31 déc. 2016 en milliers € | Solde au 31. déc. 2015 en milliers € | Dont passifs courants au 31 déc. 2015 en milliers € |
|---|---|--|--|--|
| Dettes auprès des établissements de crédit | 30 412 | 21 037 | 26 438 | 13 835 |
| Prêts de Sartorius A.G. | 53 639 | 53 639 | 73 379 | 73 379 |
| Total des emprunts et autres passifs financiers non courants | 84 052 | 74 677 | 99 817 | 87 214 |

En décembre 2014, le groupe Sartorius a refinancé deux crédits syndiqués signés avec BNP Paribas, Commerzbank AG et LBBW en un seul prêt de 400 millions d'euros. Selon cet accord de prêt, le financement futur

du groupe est porté par la société mère Sartorius AG. Dans le même temps, la société Sartorius AG a signé un accord de prêt avec la société Sartorius Stedim Biotech GmbH qui assure 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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dérivés | 6 159 | 4 037 |
| Autres passifs | 49 633 | 47 451 |
| Total | 55 792 | 51 488 |

Les instruments financiers dérivés représentent la juste valeur des contrats de swaps de taux d'intérêt et des contrats de change à terme. Dans le cadre du refinancement décrit ci-dessus, les accords de swaps de taux d'intérêt ont dû être annulés et le montant comptabilisé dans le résultat net et les autres éléments du résultat global a été enregistré dans le résultat de la période.

Les autres passifs non courants comprennent le passif lié au solde du prix d'acquisition de l'activité de milieux de culture cellulaires de la société Lonza pour un montant de 43 800 milliers d'euros. Actuellement, il est prévu que ce passif soit versé en deux tranches en 2017 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 AllPure (se référer à la note 23) pour un montant de 5 833 milliers d'euros. Le prix d'acquisition est fonction de la performance de l'activité et est dû au plus tard en 2022.

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 ^{er} janv. 2015 | 2 209 | 682 | 2 891 |
| Écarts de conversion | 0 | 8 | 8 |
| Consommation | - 780 | - 33 | - 813 |
| Reprises | 0 | - 6 | - 6 |
| Dotations | 1 117 | 53 | 1 170 |
| Reclassement | 0 | 29 | 29 |
| Solde au 31 déc. 2015 | 2 546 | 732 | 3 278 |

| | 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 ^{er} 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 |
| Solde au 31 déc. 2016 | 2 331 | 752 | 3 083 |

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 comp-

tabilisé 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 % (0,3 % en 2015).

Provisions courantes

Au cours des exercices 2015 et 2016, les provisions courantes ont évolué comme suit :

| | Garanties en milliers € | Autres en milliers € | Total en milliers € |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Solde au 1 ^{er} janv. 2015 | 3 235 | 2 989 | 6 224 |
| Écarts de conversion | 92 | 62 | 154 |
| Consommation | - 1 343 | - 245 | - 1 588 |
| Reprises | - 440 | - 141 | - 581 |
| Dotations | 1 873 | 1 989 | 3 862 |
| Variation de périmètre | 151 | 79 | 230 |
| Autres variations | 0 | - 288 | - 288 |
| Solde au 31 déc. 2015 | 3 569 | 4 445 | 8 014 |

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

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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Avances et acomptes sur commandes | 39 767 | 39 242 |
| Dettes fournisseurs tiers | 57 594 | 54 532 |
| Dettes fournisseurs participations non consolidées | 555 | 0 |
| Dettes fournisseurs auprès des autres sociétés du groupe Sartorius AG | 9 839 | 6 824 |
| Total | 107 754 | 100 598 |

Autres passifs

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dérivés | 7 300 | 3 460 |
| Autres passifs | 15 945 | 11 493 |
| Total | 23 245 | 14 953 |

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. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Contrats de location | | |
| - Part due à moins d'un an | 8 065 | 5 771 |
| - Part due comprise entre 2 et 5 ans | 16 370 | 11 506 |
| - Part due au-delà de 5 ans | 3 234 | 3 301 |

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. 2016 en milliers € | Juste valeur 31 Déc. 2016 en milliers € | Valeur comptable au 31 déc. 2015 en milliers € | Juste valeur 31 Déc. 2015 en milliers € |
|--|---|--|---|--|---|
| Actifs financiers | Disponibles à la vente | 1 946 | 1 946 | 1 330 | 1 330 |
| Dérivés | Couverture d'opérations | 202 | 202 | 0 | 0 |
| Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture | Instruments de couverture | 124 | 124 | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | | 2 272 | 2 272 | 1 330 | 1 330 |
| Créances clients | Prêts et créances | 183 952 | 183 952 | 142 344 | 142 344 |
| Actifs financiers | Prêts et créances | 8 265 | 8 265 | 8 353 | 8 353 |
| Dérivés | Couverture d'opérations | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture | Instruments de couverture | 261 | 261 | 9 | 9 |
| Autres actifs financiers | | 8 543 | 8 543 | 8 362 | 8 362 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | Prêts et créances | 34 756 | 34 756 | 31 831 | 31 831 |
| Emprunts financiers | Passifs financiers | 84 052 | 84 892 | 99 817 | 100 919 |
| Passifs financiers de location-financement | IAS 17 | 18 270 | 29 426 | 18 443 | 25 175 |
| Dettes fournisseurs | Passifs financiers | 67 988 | 67 988 | 61 356 | 61 356 |
| Dettes fournisseurs | n.a. | 39 767 | 39 767 | 39 242 | 39 242 |
| Dettes fournisseurs | | 107 754 | 107 754 | 100 598 | 100 598 |
| Dérivés | Couverture d'opérations | 3 129 | 3 129 | 2 801 | 2 801 |
| Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture | Instruments de couverture | 10 330 | 10 330 | 4 696 | 4 696 |
| Autres passifs financiers | Passifs financiers | 59 746 | 66 470 | 53 905 | 61 493 |
| Autres passifs financiers | Juste valeur enregistrée en profit ou perte | 5 833 | 5 833 | 5 428 | 5 428 |
| Autres passifs financiers | | 79 038 | 85 762 | 66 830 | 74 418 |

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

| | 31 déc. 2016 en milliers € | 31 déc. 2015 en milliers € |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Actifs disponibles à la vente | 1 946 | 1 330 |
| Prêts et créances | 226 972 | 182 528 |
| Actifs détenus à des fins de transaction | 17 | 0 |
| Actifs détenus à des fins de couverture | 261 | 9 |
| Passifs financiers | 211 785 | 215 078 |
| Passifs détenus à des fins de transaction | 3 129 | 2 801 |
| Juste valeur enregistrée en profit ou perte | 5 833 | 5 428 |
| Passifs détenus à des fins de couverture | 10 330 | 4 696 |

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

Les justes valeurs des instruments financiers ont été déterminées sur la base des informations de marché disponibles à la date de clôture et doivent être 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 exclusivement 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).

Le passif relatif aux unités "fantômes" en lien avec l'acquisition du rachat des titres de participation ne donnant pas le contrôle relatif à AllPure a été constaté sur la base du montant de la valeur actualisée des paiements attendus. Cette valeur actuelle a été déterminée à partir des revenus attendus de la société AllPure à compter de la date d'exercice et du taux d'actualisation ajusté au risque présenté ci-dessus (niveau 3).

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

Mesure des justes valeurs

L'évaluation du passif de niveau 3 est basée sur une technique de flux de trésorerie actualisés, prenant en considération les paiements futurs attendus actualisés en utilisant un taux d'actualisation ajusté au risque. Les paiements attendus sont déterminés en prenant en compte les évolutions possibles des revenus futurs et les montants à payer en fonction de chaque scénario. La donnée non observable significative dans ce calcul est la prévision des revenus qui a été considérée à un taux de croissance d'environ 5 millions d'euros par an en moyenne.

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

| en milliers € | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Solde au 1^{er} janvier | 5 428 | 6 183 |
| Variations de juste valeur | 141 | 0 |
| Charge d'intérêt incluse en profit ou en perte | 86 | 93 |
| Paieement | 0 | - 1 532 |
| Effets liés à la conversion des devises étrangères | 178 | 684 |
| Solde au 31 décembre | 5 833 | 5 428 |

Une augmentation (diminution) des ventes de 10 % pour chacune des années suivantes conduirait à une augmentation (diminution) du passif de 0,6 million d'euro (0,6 millions d'euros).

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 :

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Actifs disponibles à la vente | 0 | 0 |
| Prêts et créances | 3 217 | 3 103 |
| Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction | - 109 | 595 |
| Juste valeur enregistrée en profit ou perte | 227 | 93 |
| Passifs financiers | - 7 254 | - 13 503 |

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 :

| | 2016 12 mois en milliers € | 2015 12 mois en milliers € |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Produits financiers | 427 | 362 |
| Charges d'intérêts | - 4 133 | - 3 767 |

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 172 millions de dollars (107 millions de dollars en 2015) 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 2015 et au 31 décembre 2016:

| 31 déc. 2015 | Monnaie étrangère | Volume | Échéance | Juste valeur en milliers € |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| Contrat à terme | USD | 15 000 000 | T1 2017 | - 1 098 |
| | USD | 14 500 000 | T2 2016 | - 734 |
| | USD | 15 500 000 | T3 2016 | - 680 |
| | USD | 15 000 000 | T4 2016 | - 844 |
| | USD | 11 500 000 | T1 2017 | - 463 |
| | USD | 10 500 000 | T2 2017 | - 520 |
| | USD | 12 000 000 | T3 2017 | - 577 |
| | USD | 13 000 000 | T4 2017 | - 492 |
| | USD | 107 000 000 | | - 5 407 |
| Contrat de change à prix d'exercice fixe | USD | 14 000 000 | T3 2017 | - 43 |
| Contrat à terme | GBP | - 500 000 | T1 2017 | 4 |
| Contrat à terme | CHF | - 2 000 000 | T1 2017 | - 49 |
| | CHF | - 1 000 000 | T2 2016 | - 51 |
| | CHF | - 3 000 000 | | - 100 |
| Contrat de change à prix d'exercice fixe | JPY | 525 000 000 | T3 2017 | - 23 |

| 31 déc. 2016 | Monnaie étrangère | Volume | Échéance | Juste valeur en milliers € |
|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| Contrat à terme | USD | 18 500 | T1 2017 | - 1 538 |
| | USD | 21 500 | T2 2017 | - 1 922 |
| | USD | 19 000 | T3 2017 | - 1 729 |
| | USD | 20 000 | T4 2017 | - 1 282 |
| | USD | 18 000 | T1 2018 | - 1 118 |
| | USD | 15 000 | T2 2018 | - 1 033 |
| | USD | 15 000 | T3 2018 | - 788 |
| | USD | 16 000 | T4 2018 | - 1 011 |
| | USD | 10 000 | T1 2019 | - 253 |
| | USD | 9 000 | T2 2019 | - 215 |
| | USD | 7 000 | T3 2019 | - 110 |
| | USD | 3 000 | T4 2019 | 8 |
| | USD | 172 000 | | - 10 991 |
| | Contrat de taux structuré | USD | 6 000 | T1 2017 |
| USD | | 6 000 | T2 2017 | - 118 |
| USD | | 6 000 | T3 2017 | - 118 |
| USD | | 6 000 | T4 2017 | - 118 |
| USD | | 6 000 | T1 2018 | - 118 |
| USD | | 4 000 | T2 2018 | - 38 |
| USD | | 3 000 | T3 2018 | 2 |
| USD | | 2 000 | T4 2018 | 1 |
| USD | 39 000 | | - 627 | |
| Contrat à terme | CHF | 4 000 | T1 2017 | 41 |
| | CHF | 2 000 | T2 2017 | 40 |
| | CHF | 2 000 | T3 2017 | 39 |
| | CHF | 2 000 | T4 2017 | 40 |
| | CHF | 2 000 | T1 2018 | 40 |
| | CHF | 12 000 | | 200 |
| Contrat de taux structuré | JPY | - 75 000 | T1 2017 | - 25 |
| | JPY | - 75 000 | T2 2017 | - 25 |
| | JPY | - 75 000 | T3 2017 | - 25 |
| | JPY | - 25 000 | T4 2017 | - 8 |
| | JPY | - 250 000 | | - 84 |

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 2016 de -9,9 millions d'euros contre un montant de -4,7 millions d'euros en 2015). 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 25,0 millions d'euros (14,6 millions d'euros en 2015) et le résultat aurait augmenté de 1,0 millions d'euros (3,6 millions d'euros en 2015).

À l'inverse, si le taux de change du dollar américain contre l'euro avait augmenté de 10 %, l'impact sur le résultat financier aurait été une perte de 4,6 millions d'euros (perte de 4,5 millions d'euros en 2015) et l'impact sur le résultat global aurait été une perte de 23,5 millions d'euros (perte de 17,9 millions d'euros en 2015).

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 (2,2 millions d'euros en 2015) 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 (2,0 millions d'euros en 2015).

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 la majorité 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. 2016, en milliers € | Volume de couverture au 31 déc. 2015, en milliers € | Échéance contrat | Taux d'intérêt couvert | Juste valeur au 31 déc. 2016 en milliers € | Juste valeur au 31 déc. 2015 en milliers € |
|------------------------|---|---|------------------|------------------------|--|--|
| Swap de taux | 40 000 | 40 000 | août 2018 | 1,68 % - 1,79 % | - 1 353 | - 1 920 |
| Total | | | | | - 1 353 | - 1 920 |

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 2016, les emprunts à taux d'intérêt variables s'élèvent à environ 50 millions d'euros et le volume couvert est de 40 millions d'euros pour les deux prochaines années.

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. 2015 en milliers € | Flux de trésorerie au 31 déc. 2015 en milliers € | < 1 an en milliers € | 1 – 5 ans en milliers € | > 5 ans en milliers € |
|--|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Emprunts et autres passifs financiers (non-courants et courants) | 99 817 | 115 053 | 101 556 | 13 497 | 0 |
| Contrats de location-financement | 18 443 | 36 600 | 1 954 | 8 616 | 26 029 |
| Dettes fournisseurs | 61 356 | 61 356 | 61 356 | 0 | 0 |
| Autres passifs (instruments dérivés exclus) | 59 334 | 68 073 | 11 882 | 23 887 | 32 303 |
| Passifs financiers | 238 949 | 281 081 | 176 748 | 46 001 | 58 332 |

| | 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 | 77 300 | 19 406 | 22 037 | 35 857 |
| Passifs financiers | 235 888 | 290 710 | 188 376 | 40 265 | 62 069 |

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 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. 2015 en milliers € | Flux de trésorerie au 31 déc. 2015 en milliers € | < 1 an en milliers € | 1 – 5 ans en milliers € | > 5 ans en milliers € |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Réalisation brute | | | | | |
| Contrats à terme | 5 577 | 5 503 | 3 451 | 2 052 | 0 |
| Obligation de paiement | | 93 668 | 51 311 | 42 357 | 0 |
| Demande de paiement | | - 88 165 | - 47 860 | - 40 305 | 0 |
| Réalisation nette | | | | | |
| Swaps de taux d'intérêt | 1 920 | 1 947 | 761 | 1 186 | 0 |
| Instruments financiers dérivés | 7 497 | 7 450 | 4 212 | 3 238 | 0 |

| | 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 € |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Réalisation brute | | | | | |
| Contrats à terme | 10 999 | 10 979 | 6 499 | 4 480 | 0 |
| Obligation de paiement | | 145 314 | 72 624 | 72 690 | |
| Demande de paiement | | - 134 336 | - 66 126 | - 68 210 | |
| Réalisation nette | | | | | |
| Swaps de taux d'intérêt | 1 353 | 1 346 | 813 | 533 | |
| Instruments financiers dérivés | 12 352 | 23 304 | 13 810 | 9 494 | 0 |

Les contrats à terme structurés (basé sur un bénéfice cible à terme) d'un montant de -711 milliers d'euros (2015: -66 milliers d'euros) ne sont pas inclus dans les montants ci-dessus.

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. 2015 | < 1 an en milliers € | 1 – 5 ans en milliers € | > 5 ans en milliers € | Taux d'intérêt | Lignes de crédit utilisées au 31 déc. 2015 | Lignes de crédit non utilisées au 31 déc. 2015 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Prêt de Sartorius A.G. | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | variable | 73 379 | 226 621 |
| Ligne de crédit bilatérale | 32 525 | 20 025 | 12 500 | 0 | variable et fixe | 26 438 | 6 087 |
| Total | 332 525 | 20 025 | 312 500 | 0 | | 99 817 | 232 708 |

| | 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 |
| Total | 336 450 | 27 075 | 309 375 | 0 | | 84 053 | 252 397 |

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 0,5 million d'euros (0,8 million d'euros en 2015). Cet effet serait compensé partiellement par une augmentation de la juste valeur des swaps de taux d'intérêt d'un montant de 0,3 million d'euros, (1,0 millions d'euros en 2015).

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 -1,1 million d'euros

(-0,1 million d'euros en 2015) 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

Les paiements fondés sur des actions concernent des plans de stock-options consentis au personnel.

La situation des différents plans de stock-options au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 est résumée ci-après :

| | 31 déc. 2016, nombre d'options | 31 déc. 2015, nombre d'options |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| En circulation en début de période | 0 | 8 000 |
| Attribuées durant la période | 0 | 0 |
| Annulées durant la période | 0 | 0 |
| Exercées durant la période | 0 | - 8 000 |
| Expirées durant la période | 0 | 0 |
| En circulation en fin de période | 0 | 0 |
| Pouvant être exercées en fin de période | 0 | 0 |

| Date de l'Assemblée générale autorisant le plan | Date d'attribution par le Conseil d'administration | Nombre initial d'options à souscrire | Nombre d'actions à souscrire par les cadres dirigeants | Nombre de cadres dirigeants concernés | Nombre de bénéficiaires initiaux | Souscription au prix en € | Nombre d'actions souscrites sur l'exercice 2015 | Nombre d'options consenties et pouvant être exercées au 31 déc. 2015 | Nombre d'options soumises à des objectifs au 31 déc. 2015 | Total du nombre de bénéficiaires d'options valables |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
| 10 juin 2005 | 15 sept. 2005 | 127 500 | 0 | 0 | 15 | 18,87 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 juin 2005 | 10 nov. 2006 | 35 000 | 0 | 0 | 2 | 29,51 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 162 500 | 0 | | 17 | | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | |

La charge de l'exercice 2016 est nulle. Il n'y a eu aucun nouveau plan d'option en 2016. Toutes les options ayant été maintenant exercées, le programme est clos en conséquence.

Des options d'achat et de souscription d'actions sont attribuées à certains employés et dirigeants par le groupe et dénouées en actions Sartorius Stedim Biotech. La juste valeur des services reçus en contrepartie de l'attribution de ces options est évaluée, par référence à la juste valeur desdites options, à la date de leur attribution. Pour procéder à cette évaluation, le groupe utilise un modèle mathématique de type binomial.

La juste valeur totale de chaque plan ainsi déterminée est reconnue en charge étalée de manière linéaire sur toute la période d'acquisition des droits du plan en question. Cette dépense est constatée en charge de

personnel en contrepartie d'une augmentation des réserves consolidées. Lors de l'exercice des options, le montant en trésorerie perçu par le groupe au titre du prix d'exercice est comptabilisé en trésorerie en contrepartie du capital social et des réserves.

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 2016 en milliers € | Montants versés en milliers € | Exerçable |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------------|--------------|
| Unités de « phantom stock » pour 2012 | 28 460 | 8,28 | 235 | 0 | 588 | Payé en 2016 |
| Unités de « phantom stock » pour 2013 | 14 744 | 17,34 | 256 | 639 | 0 | 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 | 312 | 0 | non |
| Total | 73 592 | | 1 379 | 2 358 | 588 | |

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 2016.

Effectifs

L'effectif moyen employé durant l'exercice s'élève à 4 563 personnes en 2016 (3 995 personnes en 2015).

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 2016 en milliers € | Achats 2016 en milliers € |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| Parties liées du groupe Sartorius | 48 063 | 5 067 |
| | Chiffre d'affaires 2015 en milliers € | Achats 2015 en milliers € |
| Parties liées du groupe Sartorius | 36 450 | 4 762 |

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 6,9 millions d'euros (8,9 millions d'euros en 2015). Ces commissions sont généralement calculées selon un pourcentage du chiffre d'affaires généré.

Frais de direction

Deux des membres du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. sont également membres du Comité exécutif de Sartorius AG et sont payés par la société mère allemande. Pour les services accomplis dans le cadre du groupe Sartorius Stedim Biotech, une partie de leur rémunération est refacturée à Sartorius Stedim Biotech SA (1,2 million d'euros en 2016 et 1,4 million d'euros en 2015) et une autre à Sartorius Stedim Biotech GmbH (1,4 million d'euro en 2016 et 1,6 million d'euros en 2015).

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 (2015 : 0,6 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 54 millions d'euros (73 millions d'euros en 2015). 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 2016, elle a fourni pour 36,0 millions d'euros de services à la société Sartorius Stedim Biotech GmbH (30,8 millions d'euros en 2015). 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 2015 et 2016, 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 € |
|--------------------|------------------------|---|--|---|--|--|
| 2016 ¹⁾ | 5 765 | 3 333 | 329 | 435 | 0 | 1 668 |
| 2015 ¹⁾ | 6 715 | 3 173 | 305 | 506 | 0 | 2 731 |

¹⁾ Pour de plus amples informations, merci de se référer au chapitre « Gouvernance d'Entreprise » (Pages 73 à 111)