

États financiers consolidés
et notes annexes

04

État du résultat net et des autres éléments du résultat global

	Notes en annexe	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Chiffre d'affaires	[9]	1 212 152	1 081 033
Coût des ventes		- 582 589	- 526 208
Marge brute		629 563	554 825
Frais commerciaux et de distribution		- 215 208	- 195 241
Frais de recherche et développement		- 60 616	- 53 210
Frais généraux		- 67 004	- 61 685
Autres produits et charges opérationnels	[11]	13 500	- 22 987
EBIT (Résultat opérationnel)		300 234	221 702
Produits financiers	[12]	5 349	9 500
Charges financières	[12]	- 21 035	- 10 589
Résultat financier		- 15 685	- 1 089
Résultat avant impôt		284 549	220 613
Charge d'impôt	[13]	- 74 590	- 56 849
Résultat net de l'exercice		209 959	163 763
Attribuable à :			
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech		208 052	161 088
Participations ne donnant pas le contrôle	[22]	1 907	2 676
Résultat net par action (€)	[15]	2,26	1,75
Résultat net dilué par action (€)	[15]	2,26	1,75

Autres éléments du résultat global

	Notes en annexe	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Résultat net de l'exercice		209 959	163 763
Couvertures de flux de trésorerie	[36]	- 11 547	26 299
dont partie efficace de la variation de juste valeur		- 20 016	26 901
dont reclassées en résultat		8 469	- 602
Charge d'impôt sur couvertures de flux de trésorerie	[19]	3 463	- 7 889
Écarts de conversion		6 433	- 27 034
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net		- 1 651	- 8 624
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	[23]	469	- 667
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	[19]	- 160	481
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net		309	- 186
Autres éléments du résultat global, net d'impôt		- 1 342	- 8 810
Résultat global net d'impôt		208 617	154 953
Attribuable à :			
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech		206 673	152 335
Participations ne donnant pas le contrôle		1 943	2 619

État de la situation financière

	Notes en annexe	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Actifs non courants			
Goodwill	[16]	384 695	386 045
Autres immobilisations incorporelles	[16]	177 492	172 906
Immobilisations corporelles	[17]	435 980	331 295
Immobilisations financières		5 644	11 808
Autres actifs		632	18
Actifs d'impôts différés	[19]	14 490	10 989
		1 018 932	913 060
Actifs courants			
Stocks	[20]	252 002	185 604
Créances clients	[28]	220 231	211 616
Autres actifs financiers	[29]	22 036	20 049
Actifs d'impôts exigibles		12 950	24 465
Autres actifs		21 334	16 561
Trésorerie et équivalents de trésorerie	[27]	23 975	32 552
		552 529	490 845
Total actif		1 571 461	1 403 905
Capitaux propres			
Capitaux propres attribuables aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech			
Capital social	[21]	18 436	18 436
Réserves		231 526	231 526
Bénéfices non distribués et autres réserves		786 436	622 066
Participations ne donnant pas le contrôle	[22]	8 476	7 426
		1 044 874	879 454
Passifs non courants			
Obligations au titre des prestations de retraite	[23]	35 595	35 446
Autres provisions	[24]	2 877	3 103
Emprunts financiers	[30]	43 125	46 250
Passifs financiers de location-financement		14 976	15 829
Autres passifs financiers	[31]	8 889	30 392
Passifs d'impôts différés	[19]	39 150	42 987
		144 612	174 007
Passifs courants			
Provisions	[24]	12 283	9 558
Dettes fournisseurs	[32]	154 568	117 959
Emprunts financiers	[30]	89 817	95 933
Passifs financiers de location-financement		1 717	1 658
Autres passifs financiers	[33]	14 312	34 964
Avantages au personnel		39 335	31 895
Passifs d'impôts exigibles		33 070	31 791
Autres passifs		36 873	26 686
		381 975	350 444
Total capitaux propres et passif		1 571 461	1 403 905

Tableau de flux de trésorerie

	Notes en annexe	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Résultat avant impôt		284 549	220 613
Résultat financier	[12]	15 685	1 089
EBIT (Résultat opérationnel)		300 234	221 702
Amortissement dépréciation des immobilisations	[16][17]	60 914	50 678
Augmentation diminution des provisions	[23][24]	2 361	655
Impôts décaissés	[13]	- 65 537	- 49 248
Autres éléments non financiers		- 32 909	3 489
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle		265 062	227 276
Augmentation diminution des créances	[28][29]	- 21 604	- 46 316
Augmentation diminution des stocks et en-cours	[20]	- 64 962	- 21 091
Augmentation diminution des dettes	[31][32][33]	48 793	14 819
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle		227 289	174 689
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	[16][17]	- 176 540	- 126 826
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales		- 176 540	- 126 826
Paiement relatif à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités ; trésorerie nette acquise	[8]	0	- 68 100
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement		- 176 540	- 194 926
Intérêts reçus	[12]	2 569	290
Intérêts payés et autres charges financières	[12]	- 8 995	- 1 914
Dividendes payés :			
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A.		- 42 403	- 38 713
- aux participations ne donnant pas le contrôle		- 783	- 704
Flux brut de trésorerie généré lié aux opérations de financement		- 49 612	- 41 041
Souscriptions d'emprunts	[6][30]	12 829	60 994
Remboursements d'emprunts	[6][30]	- 22 811	- 3 333
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement		- 59 594	16 620
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		- 8 845	- 3 617
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		32 552	34 756
Incidences des variations du cours des devises de l'exercice		268	1 414
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture		23 975	32 552

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 2017	18 083	231 526	- 6 961	- 10 983	490 275	36 064	758 004	5 551	763 555
Résultat net de l'exercice	0	0	0	0	161 088	0	161 088	2 676	163 763
Couvertures de flux de trésorerie	0	0	26 299	0	0	0	26 299	0	26 299
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0	0	0	- 667	0	0	- 667	0	- 667
Écarts de conversion	0	0	0	0	0	- 26 977	- 26 977	- 57	- 27 034
Impôts différés	0	0	- 7 889	481	0	0	- 7 408	0	- 7 408
Autres éléments du résultat global	0	0	18 410	- 186	0	- 26 977	- 8 753	- 57	- 8 810
Résultat global net d'impôt	0	0	18 410	- 186	161 088	- 26 977	152 335	2 619	154 953
Dividendes	0	0	0	0	- 38 713	0	- 38 713	- 704	- 39 417
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle	0	0	0	0	40	0	40	- 40	0
Autres variations	353	0	0	0	9	0	362	0	362
Solde au 31 décembre 2017	18 436	231 526	11 449	- 11 169	612 699	9 087	872 027	7 426	879 453
Ajustement lié à l'adoption d'IFRS 9					321		321		321
Solde au 1^{er} janvier 2018	18 436	231 526	11 449	- 11 169	613 020	9 087	872 349	7 426	879 775
Résultat net de l'exercice	0	0	0	0	208 052	0	208 052	1 907	209 959
Couvertures de flux de trésorerie	0	0	- 11 547	0	0	0	- 11 547	0	- 11 547
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0	0	0	469	0	0	469	0	469
Écarts de conversion	0	0	0	0	0	6 396	6 396	37	6 433
Impôts différés	0	0	3 463	- 160	0	0	3 303	0	3 303
Autres éléments du résultat global	0	0	- 8 084	309	0	6 396	- 1 379	37	- 1 342
Résultat global net d'impôt	0	0	- 8 084	309	208 052	6 396	206 673	1 943	208 617
Dividendes	0	0	0	0	- 42 403	0	- 42 403	- 783	- 43 186
Autres variations		0	0	0	- 221	0	- 221	- 110	- 331
Solde au 31 décembre 2018	18 436	231 526	3 365	- 10 860	778 448	15 483	1 036 398	8 476	1 044 874

Notes annexes aux états financiers

1. Informations générales

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

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 2018 sont préparés en conformité avec les normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne et disponibles sur le site :

https://ec.europa.eu/commission/index_fr

Les états financiers consolidés sont établis en euros. Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés en milliers d'euros (en abrégé « en milliers € »). 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 7 février 2019. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 26 mars 2019.

2. Impact des nouvelles normes

Les principales nouvelles règles comptables suivantes ont été appliquées pour la première fois aux présents états financiers consolidés du Groupe :

– IFRS 9, Instruments financiers,

Cette norme modifie la comptabilisation des instruments financiers. Pour plus d'informations sur ces modifications et l'application initiale d'IFRS 9, voir la note 26,

– IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec les clients,

– Clarifications d'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec les clients :

Cette norme détermine quand comptabiliser les produits et à quel montant. Pour plus d'informations sur les modifications associées et l'application initiale d'IFRS 15, voir la note 9.

Les nouvelles règles comptables suivantes, applicables pour la première fois aux présents états financiers, n'ont pas eu d'incidence importante sur la présentation de la situation financière et des performances financières de la société :

– Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016, Amendements IFRS 1 et IAS 28 :

Les modifications concernent la première application des IFRS (IFRS 1) ainsi que la possibilité pour les sociétés de capital-risque et les organisations similaires d'évaluer les participations dans des entreprises associées ou des coentreprises à la juste valeur par résultat (IAS 28).

– Amendements à IFRS 2, Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions :

– Les modifications incluent des précisions concernant la comptabilisation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

– Amendements à IAS 40, Transferts d'immeubles de placement :

Les modifications visent à clarifier les indications concernant les transferts vers ou en provenance d'immeubles de placement.

- IFRIC 22, Opérations en devises et contrepartie anticipée :

L'interprétation répond à une question en relation avec IAS 21. Elle précise quel taux de change doit être utilisé pour les transactions en monnaie étrangère qui impliquent des acomptes reçus ou effectués.

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 2018:

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
IFRS 16	Contrat de location	1 ^{er} janvier 2019	Oui
IFRIC 23	Positions fiscales incertaines	1 ^{er} janvier 2019	Oui
Amendements à IFRS 9	Clause de remboursement anticipé	1 ^{er} janvier 2019	Oui
Amendements à IFRS 28	Intérêts à long terme dans les entreprises associées et coentreprises	1 ^{er} janvier 2019	Non
Amendements à IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 et IAS 23	Améliorations des IFRS (Cycle 2015 - 2017) - (Publication en décembre 2017)	1 ^{er} janvier 2019	Non
Amendements à IAS 19	Modification, réduction ou liquidation d'un régime	1 ^{er} janvier 2019	Non
Amendements à IAS 1 et IAS 8	Définition de l'importance relative	1 ^{er} janvier 2020	Non
Diverses normes / Cadre conceptuel	Modifications des références au cadre conceptuel dans les normes	1 ^{er} janvier 2020	Non
Amendements à IFRS 3	Définition de l'activité	1 ^{er} janvier 2020	Non
IFRS 17	Contrats d'assurances	1 ^{er} janvier 2021	Non
Amendements à IFRS 10 et IAS 28	Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entité associée ou une co-entreprise	n.a.	Non

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

IFRS 16, Contrats de location

Le groupe n'a pas encore appliqué la norme IFRS 16 - Contrats de location. L'application de la norme est obligatoire pour les périodes commençant en 2019. La norme IFRS 16 introduit un modèle de comptabilisation comptable standardisé selon lequel les contrats de location doivent généralement être comptabilisés dans le bilan du preneur.

Un preneur reconnaît un droit d'utilisation représentant son droit d'utiliser un actif de location, ainsi qu'un passif résultant du contrat de location, ce qui représente son obligation d'effectuer des paiements de location. Il existe des exemptions pour les contrats de location à court terme et les contrats de location d'actifs de faible valeur. La comptabilisation du bailleur est comparable à celle de la norme actuelle, c'est-à-dire que les bailleurs continuent de classer les contrats de location en contrats de location-financement ou en contrats de location-exploitation.

Le groupe a analysé les effets de cette nouvelle norme sur les états financiers consolidés au cours de l'année 2018. Le groupe n'a pas appliqué la norme par anticipation. Le groupe n'envisage pas d'appliquer la norme

de manière rétrospective conformément à IAS 8 mais envisage de comptabiliser l'effet de l'application initiale de l'IFRS 16 dans les résultats non distribués à la date d'application initiale. Le groupe utilisera les exceptions relatives aux contrats de location à court terme et aux contrats de location d'actifs de faible valeur et comptabilisera les paiements de location correspondants en tant que charges, généralement sur une base linéaire sur la durée du contrat de location.

La norme IFRS 16 entraînera une augmentation des immobilisations et des passifs financiers. Sur la base de son niveau actuel de connaissance, le groupe n'anticipe pas d'impact global significatif sur ses chiffres clés les plus importants, tels que le ratio de fonds propres ou l'EBITDA courant.

Par exemple, sur la base d'une étude sur les contrats de location pertinents conclus au cours de la période considérée (voir également la note 18), le total des actifs augmenterait d'environ 35 millions d'euros au 31 décembre 2018. Cela entraînerait une réduction du ratio de fonds propres d'environ 1,5 %. Sur cette base, la marge d'EBITDA augmenterait entre 0,5 et 1 % pour l'année 2018.

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 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 ; et
- 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	
	2018	2017	2018	2017
USD	1,14500	1,19930	1,18129	1,12955
GBP	0,89453	0,88723	0,88465	0,87670
JPY	125,85000	135,01000	130,40242	126,70218
CHF	1,12690	1,17020	1,15517	1,11173
INR	79,72980	76,60550	80,69389	73,52751
KRW	1277,93000	1279,61000	1299,12464	1276,62397
CNY	7,87510	7,80440	7,80666	7,62790

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 des 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

Les valeurs comptables (montants comptables) des immobilisations corporelles et incorporelles sont soumises à un test de dépréciation s'il existe un indice de perte de valeur et au moins une fois par an pour les actifs à durée de vie indéterminée ou non encore disponibles à l'emploi, conformément à IAS 36 - Dépréciation d'actifs.

Lorsqu'un actif est testé, la valeur recouvrable de l'actif est estimée. La valeur recouvrable d'un actif (ou d'une unité génératrice de trésorerie) est la plus élevée entre sa juste valeur - moins les coûts de vente de l'actif (ou d'une unité génératrice de trésorerie) - et sa valeur d'utilité. Si la valeur recouvrable de l'actif individuel ne peut être estimée, la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie (UGT) de l'actif est estimée.

Si la valeur recouvrable estimée d'un actif (ou d'une unité génératrice de trésorerie) devient inférieure à sa valeur comptable (montant comptable), cette valeur comptable est réduite à la valeur recouvrable (perte de valeur affectée en priorité à l'écart d'acquisition).

Si les causes de la dépréciation des actifs sont éliminées, la valeur comptable de l'actif (ou de l'unité génératrice de trésorerie) est créditée à la valeur recouvrable nouvellement estimée. Toutefois, l'augmentation de la valeur comptable est limitée à la valeur que l'actif (ou l'unité génératrice de trésorerie) aurait eu si aucune perte de valeur de l'actif n'avait été comptabilisée au cours d'exercices antérieurs.

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.

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 23, 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 auto-

rités 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 (données non observables).

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

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

5. Secteurs opérationnels

Selon la norme IFRS 8 - Secteurs opérationnels, la présentation des secteurs opérationnels doit être basée sur une « approche management », c'est-à-dire que la détermination des secteurs opérationnels s'appuie sur le reporting financier interne de l'entité. Un secteur opérationnel à présenter est donc une composante

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

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

L'EBITDA correspond au résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements ; « l'EBITDA courant »

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

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

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

en milliers €	Biopharma			Groupe		
	2018	2017	Variation	2018	2017	Variation
Chiffre d'affaires	1 212 152	1 081 033	12 %	1 212 152	1 081 033	12 %
EBITDA courant	342 430	294 912	16 %	342 430	294 912	16 %
En % du chiffre d'affaires	28,2 %	27,3 %		28,2 %	27,3 %	
EBIT (Résultat opérationnel)	300 234	221 702	35 %	300 234	221 702	35 %
En % du chiffre d'affaires	24,8 %	20,5 %		24,8 %	20,5 %	
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	176 945	136 734	29 %	176 945	136 734	29 %
En % du chiffre d'affaires	14,6 %	12,6 %		14,6 %	12,6 %	

Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel :

en milliers €	2018	2017
EBITDA courant du secteur opérationnel	342 430	294 912
Dépréciations et amortissements	- 54 918	- 50 645
Éléments non-récurrents	12 722	- 22 564
EBIT (Résultat opérationnel)	300 234	221 702
Résultat financier	- 15 685	- 1 089
Résultat avant impôt	284 549	220 613

Informations complémentaires par région

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

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

Les actifs non courants correspondent aux actifs corporels et aux actifs incorporels des sociétés du groupe (incluant le goodwill) qui doivent être alloués à ces différentes régions. Le montant du chiffre d'affaires avec le principal client ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires consolidé (en 2018 comme en 2017).

en milliers €	Chiffre d'affaires			Actifs non courants
	2018	2017	2018	2017
EMEA	508 241	460 664	816 639	756 242
Dont Allemagne	144 602	130 454	340 599	296 567
Dont France	54 977	56 955	331 371	305 508
Les Amériques	422 625	368 817	159 484	113 722
Dont États-Unis	396 509	339 319	159 484	113 722
Asie Pacifique	281 286	251 552	22 044	20 281
Dont Chine	83 904	66 978	1 474	1 526
Dont Corée du Sud	72 824	76 585	7 502	7 109
Groupe	1 212 152	1 081 033	998 167	890 245

6. 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.

L'impact résultant de la modification de l'accord conclu avec Lonza en 2018 n'a pas eu d'incidence sur le tableau des flux de trésorerie (voir note 0).

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

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

	Solde au 31 décembre 2017 en milliers €	Flux de trésorerie	Effets de change	Autres impacts non financiers	Solde au 31 décembre 2018 en milliers €
Emprunts financiers	142 184	- 9 229	- 12	0	132 943
Passifs financiers de location-financement	17 487	- 754	- 40	0	16 693
Passifs financiers relatifs aux "Phantom Units" liés à l'acquisition de AllPure	5 282	0	250	3 206	8 739
Total des passifs financiers liés aux opérations de financement	164 953	- 9 982	198	3 206	158 375

7. Périmètre de consolidation

Les états financiers 2018 des filiales suivantes

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

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 Stedim North America Holding GmbH, Goettingen, Allemagne	100
Sartorius Stedim Systems GmbH, Guxhagen, Allemagne	100
Sartorius Stedim Cellca GmbH, Laupheim, Allemagne	100
Sartorius Stedim UK Ltd., Epsom, Royaume-Uni	100
Sartorius Stedim BioOutsource Ltd., Glasgow, Royaume-Uni	100
Sartorius Stedim Lab Ltd., Stonehouse, Royaume-Uni	100
TAP Biosystems Group Ltd., Royston, Royaume-Uni	100
TAP ESOP Management Ltd., Royston, Royaume-Uni	100
The Automation Partnership Cambridge Ltd., Royston, Royaume-Uni	100
Sartorius Stedim FMT S.A.S., Aubagne, France	100
Sartorius Stedim France S.A.S., Aubagne, France	100
Sartorius Stedim Aseptics S.A., Lourdes, France	100
Sartorius Stedim Ireland Ltd., Dublin, Irlande	100
Sartorius Stedim Italy S.p.A., Florence, Italie	100
Sartorius Stedim Netherlands B.V., Amersfoort, Pays-Bas	100
Sartorius Stedim Austria GmbH, Vienne, Autriche	100
Sartorius Stedim Poland sp. z.o.o., Kostrzyn, Pologne	100
Sartorius Stedim RUS, St. Petersburg, Russie	100
Sartorius Stedim Data Analytics AB, Umeå, Suède	100
Sartorius Stedim Switzerland AG, Tagelswangen, Suisse	100
Sartorius Stedim Spain S.A., Madrid, Espagne	100
Sartorius Stedim Hungaria Kft., Budapest, Hongrie	100
Sartorius Stedim Bioprocess S.A.R.L., M'Hamdia, Tunisie	100
Les Amériques	
Sartorius Stedim Filters Inc., Yauco, Porto Rico	100
Sartorius Stedim North America Inc., Wilmington, 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, 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.

8. Regroupement d'entreprises

Aucun regroupement d'entreprise n'a été réalisé sur l'exercice 2018.

Notes annexes au compte de résultat

9. Chiffre d'affaires

Application initiale d'IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients

La norme IFRS 15 constitue le cadre de référence permettant de déterminer si des produits sont à comptabiliser, pour quel montant et à quel moment ils doivent l'être. Elle remplace les normes IAS -18 Produits des activités ordinaires, IAS 11- Contrats de construction et IFRIC 13- Programmes de fidélisation.

Le Groupe a adopté la norme IFRS 15 en recourant à la méthode de l'impact cumulatif (sans mesures de simplification pratique), avec, pour effet une première application de cette norme à sa date d'entrée en vigueur (c'est-à-dire au 1^{er} janvier 2018). Les effets éventuels de l'application initiale d'IFRS 15 sont comptabilisés à titre d'ajustements du solde d'ouverture des bénéfices non répartis à la date d'application initiale. De plus, lors de l'adoption initiale, le groupe appliquait la norme IFRS 15 uniquement aux contrats qui ne sont pas considérés comme des contrats achevés à la date de la première application. De plus, le groupe a retenu les options proposées concernant les modifications de contrats intervenues avant la date d'application initiale

d'IFRS 15 et n'a pas retraité rétrospectivement ces contrats. L'impact de la nouvelle norme sur les états financiers consolidés du groupe étant faible, l'utilisation de cette opportunité ne devrait pas avoir d'impact significatif.

L'application de la nouvelle norme n'a pas d'effet significatif sur la majeure partie des activités du groupe. Cependant, à la date de la première application, la nouvelle norme a eu certains effets sur les contrats de construction dans le secteur des projets. Le chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros, qui avait été comptabilisé par le passé, n'aurait pas dû être comptabilisé au sens d'IFRS 15, mais plutôt à une autre période. Cela résulte des nouveaux critères introduits par la norme IFRS 15 pour la comptabilisation des produits dans le temps pour les contrats portant sur la construction de biens spécifiques au client. L'impact se traduit par un ajustement du bilan d'environ 2 millions d'euros à la date de première application. Il n'y avait pas d'impacts à comptabiliser en capitaux propres. Les impacts de l'application de la méthode rétrospective modifiée sur l'état de la situation financière d'ouverture au 1er janvier 2018 sont présentés dans le tableau suivant.

Effets de l'application d'IFRS 15 sur les soldes d'ouverture du bilan à compter du 1 ^{er} jan. 2018	Valeurs comptables au 31 Déc. 2017 en millions €	Ajustement lié à l'adoption d'IFRS 15 en millions €	Valeurs comptables au 1 ^{er} jan. 2018 en millions € ³⁾
Stocks	185,6	4,1	189,7
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction ¹⁾	7,0	- 1,9	5,0
Créances clients	204,6		204,6
Créances clients	211,6	- 1,9	209,7
Dettes commerciales paiements reçus sur commandes ²⁾	40,7	2,2	42,9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77,2		77,2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118,0	2,2	120,2

¹⁾ Actifs contractuels selon la norme IFRS 15.

²⁾ Passifs contractuels selon la norme IFRS 15.

³⁾ Valeurs comptables sans ajustement pour le nouveau modèle de dépréciation selon IFRS 9.

Si le groupe avait appliqué les normes précédentes, à savoir IAS 18 et IAS 11, au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires et le coût des ventes auraient été supérieurs d'environ 0,6 million d'euros, sans impact sur le résultat net. Le total des actifs et des passifs totaux aurait été inférieur d'environ 2 millions d'euros. Comme les effets de l'application initiale de la nouvelle norme, les effets résultent des critères révisés de comptabilisation des produits au fil du temps selon

lesquels les revenus sont maintenant comptabilisés à un moment donné plutôt que dans le temps pour quelques projets.

Le tableau suivant présente l'impact sur l'état de la situation financière au 31 décembre 2018 ainsi que l'impact de l'application continue des normes précédentes aurait eu par rapport à IFRS 15.

Effets de l'application d'IFRS 15 sur les soldes d'ouverture du bilan à compter du 31 déc. 2018	Valeurs comptables 31 déc. 2018 (IFRS 15) en millions €	Ajustement lié à l'adoption d'IFRS 15 en millions €	Valeurs comptables au 31 déc. 2018 (IAS 18, IAS 11) en millions €
Stocks	252,0	- 5,1	246,9
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction ¹⁾	3,9	2,9	6,8
Créances clients	216,3		216,3
Créances clients	220,2	2,9	223,1
Dettes commerciales paiements reçus sur commandes ²⁾	51,0	- 2,2	48,8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103,6		103,6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154,6	- 2,2	152,4

¹⁾ Actifs contractuels selon la norme IFRS 15.

²⁾ Passifs contractuels selon la norme IFRS 15.

Autres Informations

Les revenus sont ventilés par régions géographiques. La base de répartition régionale des revenus est la localisation des clients (se reporter au paragraphe 5 - Secteurs opérationnels). Pour plus de détails sur les pertes de valeur sur les créances clients et les actifs contractuels comptabilisés au cours de la période considérée, merci de vous référer à la note 39.

Le tableau suivant présente les soldes d'ouverture au 1er janvier 2018 et les soldes au 31 décembre 2018 pour les passifs au titre des contrats du groupe. Les soldes des créances clients et des actifs contractuels sont présentés à la note 28.

	Item dans l'état de la situation financière	Valeur comptable au 1 ^{er} jan. 2018 en milliers €	Valeur comptable au 31 déc. 2018 en milliers €
Revenus différés	Autres passifs	10 153	16 235
Avances et acomptes sur commandes	Dettes fournisseurs	42 949	51 000
Passifs contractuels (total)		53 101	67 234

Il n'y a pas eu de changements significatifs de la valeur comptable des passifs et des actifs contractuels au cours de la période considérée. Des produits pour un montant de 41 182 milliers d'euros ont été comptabilisés au cours de la période de reporting et ont été inclus dans le solde des passifs contractuels au début de la période de reporting.

Le groupe produit et vend des instruments et consommables pour les clients du segment Biopharm. Le groupe remplit ses obligations de performance en fonction des biens à transférer et des services promis. La grande majorité des produits des activités ordinaires avec les clients est comptabilisée au moment où le client obtient le contrôle des produits. C'est généralement le cas lorsque les risques et avantages importants liés à la propriété des biens sont transférés au client.

Par conséquent, le moment peut varier en fonction de l'accord passé avec le client.

Pour les produits complexes nécessitant une installation sur le site du client, les produits sont constatés lors de l'acceptation formelle du client. Dans une faible mesure, les produits sont comptabilisés au fil du temps dans les activités de projet spécifiques au client. Dans ces cas, les produits sont comptabilisés en fonction de l'avancement du projet, lequel est évalué en fonction du pourcentage des coûts à date de clôture par rapport au total des coûts estimés du contrat. Le montant des coûts réels engagés à ce jour reflète de manière appropriée l'avancement et le transfert du contrôle au client, le Groupe ayant droit à un remboursement du coût à ce jour majoré d'une marge appropriée si le projet est annulé par le client sans motif.

Les produits générés par les services sont généralement constatés lorsque les services sont ou ont été rendus. Lorsque les services sont rendus de manière continue sur une période donnée, le groupe comptabilise le produit correspondant au fil du temps. Dans ce cas, les produits sont généralement constatés prorata temporis par rapport à la durée totale du contrat. Les ventes de produits sont généralement accompagnées de la garantie légale requise. Toute garantie étendue importante est comptabilisée en tant qu'obligation de prestation distincte.

Selon les conditions générales de paiement, les paiements des clients sont dus à court terme, généralement dans les 30 jours. Dans une certaine mesure, le groupe obtient des avances sur commandes, par exemple pour éviter les risques de crédit. Par conséquent, le groupe a régulièrement des passifs contractuels (paiements reçus au titre de commandes). En outre, le groupe comptabilise les passifs liés aux contrats de services (produits différés) lorsque les clients paient à l'avance.

Les contrats comportant des éléments de financement importants n'entraînent aucun impact significatif. Le groupe utilise l'expérience pratique concernant l'existence d'une composante de financement significative. Cela signifie qu'un élément de financement n'est pris en compte que lorsque le délai entre le transfert de biens ou de services et la réception de la contrepartie devrait dépasser un an et que l'effet est significatif. Au 31 décembre 2018, le groupe avait un passif de remboursement de 5 755 millions d'euros résultant d'accords d'intéressement avec des clients.

Le montant global du prix de transaction affecté aux obligations de réalisation non satisfait (ou partiellement insatisfait) à la fin de la période de reporting (carnet de commandes) s'élève à 489,0 millions d'euros. Le groupe s'attend à ce que ces obligations de performance non satisfaites soient en grande partie satisfaites en 2019.

10. Les coûts opérationnels

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 dépenses liées aux initiatives ou projets multifonctionnels sont imputées aux coûts fonctionnels respectifs selon un principe d'allocation approprié.

La rubrique « coût des ventes » comprend les coûts des produits vendus et les coûts d'acquisition des marchandises vendues. Outre les dépenses directement imputables, telles que les matières premières et les fournitures, les dépenses liées aux avantages du personnel et les dépenses d'énergie, le coût des ventes inclut également les frais généraux, qui peuvent être imputés au secteur de fabrication, ainsi que les amortissements correspondants.

Les coûts de vente et de distribution concernent notamment les coûts de la fonction vente et marketing, de la distribution et des études de marché.

Les coûts de recherche et développement comprennent les coûts de recherche et de développement de produits et de processus, à moins qu'ils ne soient comptabilisés en tant qu'actifs.

Le poste « frais administratifs généraux » comprend principalement les charges liées aux avantages du personnel et le coût des matériels de la zone administrative générale.

Tous les éléments de résultat qui ne peuvent pas être affectés à l'un des domaines fonctionnels mentionnés ci-dessus sont comptabilisés en autres produits et charges. Cela inclut essentiellement les effets de la conversion des transactions en monnaies étrangères, de la vente d'actifs immobilisés, des provisions pour créances clients et des dépenses de restructuration ainsi que d'autres dépenses non récurrentes. Les produits des subventions liées aux produits sont comptabilisés en autres produits lorsqu'il existe une assurance raisonnable que les conditions liées aux subventions soient respectées et que les subventions seront reçues. Ils sont systématiquement comptabilisés en tant que produits sur la période au cours de laquelle les coûts correspondants sont enregistrés.

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

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

Matières premières et fournitures

Ce poste peut être ventilé comme suit :

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Achats consommés	237 889	235 762
Autres coûts liés aux achats	54 079	48 353
Total	291 968	284 114

Frais de personnel

Ce poste peut être ventilé comme suit :

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Salaires	274 115	244 438
Charges sociales	59 877	54 481
Charges de retraite et charges relatives aux indemnités de départ à la retraite	6 861	8 088
Total	340 853	307 007

11. Autres produits et charges opérationnels

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Gains de change	10 392	7 652
Revenus non récurrents	35 248	0
Produits liés aux reprises de dépréciation clients	475	780
Reprise sur provisions consommées	353	973
Subventions	4 235	8 013
Autres produits	1 921	1 139
Total des autres produits	52 624	18 557
Pertes de change	- 10 403	- 14 762
Coûts de réorganisation	- 22 526	- 22 564
Charges liées aux dotations pour dépréciation clients	- 2 041	- 801
Autres charges	- 4 153	- 3 416
Total des autres charges	- 39 124	- 41 543
Total autres produits et charges opérationnels	13 500	- 22 987

Cette catégorie comprend les produits liés aux subventions, notamment les subventions couvrant des dépenses (essentiellement liées aux projets de recherche et de développement).

Les éléments non-récurrents nets (coût de réorganisation) s'élèvent à 12,7 millions d'euros nets (- 22,6 millions d'euros en 2017). Les produits relatifs à des éléments non-récurrents correspondent principalement à la décomptabilisation du passif lié à l'acquisition de l'activité médias - culture cellulaire suite à la modification de l'accord de coopération avec Lonza. Les dépenses relatives à des éléments non-récurrents correspondent en grande partie à des dépenses ponctuelles liées aux projets stratégiques et aux activités d'acquisitions précédemment mentionnées.

12. Résultat financier

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Produits financiers	385	274
- dont montants avec les autres sociétés du groupe	126	18
Produits sur instruments financiers dérivés	2 798	801
Autres produits financiers	2 167	8 425
Produits financiers	5 349	9 500
Charges d'intérêts	- 3 344	- 3 834
- dont montants avec les autres sociétés du groupe	- 1 378	- 1 814
Charges sur instruments financiers dérivés	- 5 779	- 1 706
Charges d'intérêts sur retraites	- 649	- 585
Autres charges financières	- 11 263	- 4 465
Charges financières	- 21 035	- 10 589
Total	- 15 685	- 1 089

Les autres produits financiers en 2017 (autres charges financières en 2018) comprennent principalement les gains (pertes en 2018) de change liés à la trésorerie et aux emprunts libellés en devises ainsi que le passif lié à Lonza. Par ailleurs, une augmentation du passif lié aux « phantom units » relatifs à All Pure a été constaté pour un montant approximatif de 3 millions d'euros (voir aussi chapitre 31).

Les intérêts des sociétés affiliées sont liés au prêt consenti par Sartorius AG (voir aussi chapitre 42).

13. Charge d'impôt

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Impôts courants	- 78 330	- 56 173
Impôts différés	3 740	- 676
Total	- 74 590	- 56 849

La charge d'impôt courant est déterminée en fonction du revenu imposable local correspondant à la période de reporting et des règles fiscales locales. En outre, les impôts sur les bénéfices à court terme incluent des ajustements pour les paiements d'impôts incertains ou les remboursements d'impôts pour des périodes non évaluées. Les variations des actifs et passifs d'impôts différés sont incluses dans les impôts sur les bénéfices, à l'exception des variations comptabilisées dans les autres éléments du résultat global ou dans les capitaux propres.

Les impôts en France sont calculés au taux de 33,33 % 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 26 % (29 % en 2017). La réduction de 3 % du taux d'imposition attendu est principalement liée à la réduction du taux d'imposition aux États-Unis. Le tableau suivant présente la différence entre la charge d'impôt théorique et la charge d'impôt constatée pour l'exercice concerné.

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Taux d'imposition attendu	26 %	29 %
Charge d'impôt estimée	- 73 983	- 63 978
Différence avec le taux d'imposition moyen du groupe	9 771	8 638
Différences permanentes	- 11 172	- 1 551
Produit non imposable et autres exonérations	1 222	1 262
Impôts relatifs aux exercices précédents	604	- 853
Retenue à la source et autres impôts équivalents	- 404	- 596
Autres	- 628	228
Total	- 74 590	- 56 849
Taux d'imposition effectif	- 26,2 %	- 25,8 %

14. Ventilation par nature du résultat opérationnel

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Chiffre d'affaires	1 212 152	1 081 033
Achats consommés	- 237 889	- 235 762
Autres coûts liés aux achats	- 54 079	- 48 353
Frais de personnel	- 340 853	- 307 007
Amortissement et dépréciation	- 60 914	- 50 678
Autres coûts opérationnels	- 218 183	- 217 531
Sous-total	- 911 918	- 859 331
EBIT (Résultat opérationnel)	300 234	221 702
Résultat financier	- 15 685	- 1 089
Impôt sur le résultat	- 74 590	- 56 849
Participations ne donnant pas le contrôle	- 1 907	- 2 676
Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle	208 052	161 088

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.

	2018	2017
Résultat net après impôts (en milliers €)	209 959	163 763
Résultat net part du groupe après impôts (en milliers €)	208 052	161 088
Résultat par action (€)	2,26	1,75
Résultat net dilué par action (€)	2,26	1,75
Nombre de titres (statutaire)	92 180 190	92 180 190
Titres auto-détenus	- 3 416	0
Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour calcul du résultat par action	92 176 774	92 180 190
Nombre d'actions total utilisé pour calcul du résultat dilué par action	92 176 774	92 180 190

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. 2017	344 777
Écart de conversion	- 4 791
Regroupement d'entreprises	46 059
Valeurs brutes au 31 déc. 2017	386 045
Pertes liées aux « impairment tests au 1^{er} jan. 2017	0
Écart de conversion	0
Pertes liées aux « impairment tests »	0
Pertes liées aux « impairment tests au 31 déc. 2017	0
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2017	386 045
	Goodwill en milliers €
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2018	386 045
Écart de conversion	- 1 350
Regroupement d'entreprises	0
Valeurs brutes au 31 déc. 2018	384 695
Pertes liées aux « impairment tests au 1^{er} jan. 2018	0
Écart de conversion	0
Pertes liées aux « impairment tests »	0
Pertes liées aux « impairment tests au 31 déc. 2018	0
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2018	384 695

Le poste goodwill (384 695 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 test de dépréciation annuel au moins une fois par an et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. La variation enregistrée en 2017 concerne l'acquisition de la société Umetrics.

Dans le cadre du test de dépréciation, 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 2017, le test de dépréciation réalisé pour 2018 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 2022. 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 :

	2018		2017	
	Avant impôt	Après impôt	Avant impôt	Après impôt
Biopharma	8,9 %	7,2 %	8,5 %	6,8 %

En 2018, 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 » :

	2018	2017
Taux d'actualisation	22,9 %	20,4 %
Taux de croissance	- 29,6 %	- 28,4 %
Flux de trésorerie	- 78,5 %	- 80,2 %

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

	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. 2018	89 051	11 906	135 300	85 924	36	322 216
Écarts de conversion	246	- 32	172	- 52	1	335
Regroupement d'entreprises	0	0	0	0	0	0
Acquisitions	20 443	0	0	22 839	19	43 301
Cessions	- 11 010	0	- 11 804	- 1 089	0	- 23 902
Transfert de compte à compte	363	0	0	0	0	363
Valeurs brutes au 31 déc. 2018	99 094	11 874	123 669	107 622	55	342 313
Cumul des dépréciat. amortiss. au 1^{er} janv. 2018	- 33 792	- 160	- 77 372	- 37 986	0	- 149 310
Écarts de conversion	- 444	1	- 41	28	0	- 455
Dépréciations amortissements	- 11 519	- 152	- 13 991	- 4 341	0	- 30 004
Reprises sur cessions	8 183	0	5 680	1 089	0	14 952
Transfert de compte à compte	- 3	0	0	0	0	- 3
Cumul des dépréciat. amortiss. au 31 déc. 2018	- 37 576	- 311	- 85 724	- 41 210	0	- 164 821
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2018	61 518	11 563	37 944	66 412	55	177 492

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.

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

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.

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 au niveau de l'unité génératrice de trésorerie (U.G.T.) : segment Biopharma.

Au cours de l'exercice 2018, un total de 22 839 milliers d'euros de coûts de développement a été comptabilisé en immobilisations (20 788 milliers d'euros en 2017).

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 ».

Suite à la modification de l'accord avec Lonza dans le secteur des milieux de culture cellulaire, les actifs incorporels correspondants (technologie et relations clients) ont été comptabilisés en tant que cessions (voir chapitre 0).

En 2018, des pertes de valeur ont été comptabilisées pour un montant de 5,8 millions d'euros. Les pertes de valeurs concernent principalement les technologies et les relations clients.

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. 2017	171 308	152 063	81 784	36 704	441 860
Écarts de conversion	- 4 127	- 2 165	- 2 873	- 4 742	- 13 907
Regroupement d'entreprises	0	0	141	0	141
Acquisitions	2 317	7 438	10 995	88 958	109 708
Cessions	- 454	- 2 683	- 3 153	- 1 797	- 8 087
Transferts de compte à compte	7 494	7 209	1 710	- 15 944	469
Valeurs brutes au 31 déc. 2017	176 538	161 862	88 603	103 179	530 183
Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2017	- 52 038	- 78 460	- 49 899	1	- 180 396
Écarts de conversion	1 033	764	2 246	0	4 042
Amortissement	- 6 947	- 12 687	- 8 393	0	- 28 026
Reprises sur cessions	436	2 553	2 978	0	5 967
Transferts de compte à compte	- 405	190	- 260	0	- 475
Cumul des amortissements au 31 déc. 2017	- 57 921	- 87 641	- 53 327	1	- 198 888
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2017	118 617	74 222	35 275	103 181	331 295

	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. 2018	176 538	161 862	88 603	103 179	530 183
Écarts de conversion	386	- 302	445	3 709	4 238
Regroupement d'entreprises	0	0	0	0	0
Acquisitions	20 018	11 247	9 137	93 242	133 644
Cessions	- 3 643	- 7 316	- 9 959	- 299	- 21 218
Transferts de compte à compte	6 035	11 899	852	- 19 113	- 326
Valeurs brutes au 31 déc. 2018	199 335	177 390	89 078	180 718	646 521
Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2018	- 57 921	- 87 641	- 53 327	1	- 198 888
Écarts de conversion	35	- 242	- 133	0	- 341
Amortissement	- 8 490	- 13 443	- 8 980	0	- 30 913
Reprises sur cessions	3 320	6 712	9 257	0	19 290
Transferts de compte à compte	- 11	72	250	0	311
Cumul des amortissements au 31 déc. 2018	- 63 067	- 94 542	- 52 933	1	- 210 541
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2018	136 268	82 848	36 146	180 719	435 980

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition et sont amorties sur leur durée d'utilité estimée selon la méthode linéaire. Les immobilisations corporelles font l'objet de tests de perte de valeur dès l'apparition d'indices de pertes de valeur.

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 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.

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.

Les subventions liées à des actifs sont déduites du coût de cet actif.

En 2018, comme pour l'exercice 2017, aucune dépréciation significative n'a été comptabilisée pour les immobilisations incorporelles et corporelles.

18. 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 essentielle-

ment constitués de la charge financière et de la réduction de la dette évaluée selon la méthode des intérêts effectifs. Un actif loué est amorti sur une base linéaire sur sa durée de vie prévue ou sur la durée du bail si celle-ci est plus courte.

Pour un contrat de location simple, les loyers à payer par le locataire sont comptabilisés en charges sur la durée du contrat et les loyers perçus par le bailleur sont comptabilisés corrélativement en produits. L'actif loué continue d'être reconnu dans le bilan du bailleur en immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles relatives aux actifs en location financement s'élèvent à 14 599 milliers d'euros (15 672 milliers d'euros en 2017). Le coût d'acquisition de ces actifs s'élève à 19 631 milliers d'euros (19 682 milliers d'euros en 2017).

En 2018, des loyers s'élevant à 14,0 millions d'euros (11,3 millions d'euros en 2017) ont été versés pour des actifs loués dans le cadre de contrats de location simple.

Pour les nouvelles règles de comptabilisation des contrats de location conformément à IFRS 16 (applicable à compter de 2019) merci de vous reporter à la note 2.

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. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Contrats de location		
- Part due à moins d'un an	11 434	8 682
- Part due comprise entre 2 et 5 ans	22 145	13 900
- Part due au-delà de 5 ans	8 813	4 817

19. Impôts différés

	Impôts différés actifs		Impôts différés passifs	
	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Immobilisations incorporelles	1 066	783	37 746	36 630
Immobilisations corporelles	0	0	5 865	6 553
Stocks	10 236	9 143	0	0
Créances clients et autres actifs courants	230	189	640	5 105
Provisions	6 384	6 649	0	0
Passif	5 391	2 181	1 866	3 140
Montant brut	23 307	18 945	46 117	51 428
Déficits reportables	0	2 334	0	0
Impôt sur les bénéfices non distribués des filiales	0	0	1 850	1 848
Compensation	- 8 817	- 10 289	- 8 817	- 10 289
Montant net	14 490	10 989	39 150	42 987
Variation	3 501	235	3 837	- 14 207
Reconnu en compte de résultat	3 450	292	291	- 968

Les actifs ou passifs d'impôts différés sont déterminés en fonction des différences temporaires entre les valeurs comptables et la valeur fiscale des actifs et des passifs concernés (sauf dans les cas particuliers prévus par IAS 12), y compris les reports de pertes et les crédits d'impôt. L'évaluation est basée sur les taux d'imposition devant entrer en vigueur dans la période au cours de laquelle un actif est réalisé ou un passif réglé.

À cette fin, les taux d'imposition et les règles fiscales utilisés 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'impôt non utilisés que dans la mesure où il est probable que le groupe disposera de revenus imposables futurs sur lesquels ils pourront être imputés.

Impôts différés actifs

À la date de clôture, le groupe présentait des déficits reportables de 11,6 millions d'euros (18,2 millions d'euros en 2017). Des impôts différés ont été constatés pour environ 0,0 millions d'euros (9,8 million d'euros en 2017). 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 0,0 million d'euros (2,3 million d'euros en 2017) 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 658 millions d'euros (480 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 2018, 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 €	2018	2017
Couvertures de flux de trésorerie	3 463	- 7 889
Réévaluation des actifs passifs au titre des régimes à prestations définies	- 160	481
Total	3 303	- 7 408

20. Stocks

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Matières premières et approvisionnements	68 318	60 130
En-cours de production	71 985	53 205
Produits finis	108 520	68 008
Acomptes sur commandes en cours	3 179	4 261
Total	252 002	185 604

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Valeur brute des stocks	269 013	199 824
Dépréciation des stocks	- 17 011	- 14 221
Valeur nette des stocks	252 002	185 604

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.

21. Capital social

Le capital de Sartorius Stedim Biotech S.A. est composé de 92 180 190 actions d'une valeur nominale de 0,20€.

Il n'existait pas au 31 décembre 2017 ni au 31 décembre 2018 d'instruments dilutifs. Les actions nominatives inscrites au nom du même titulaire depuis au moins quatre ans bénéficient d'un droit de vote double.

	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Nombre d'actions à l'ouverture	92 180 190	92 180 190
Nombre d'actions à la clôture	92 180 190	92 180 190
Valeur nominale de l'action (en €)	0,20	0,20
Montant du capital social (en milliers €)	18 436	18 436

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 2018, comme suit : le paiement d'un dividende net de 0,57 € par action (2017: 0,46 €), c'est-à-dire un décaissement total de 52 540 761,00 euros en excluant les titres auto-détenus (en 2017, le montant versé était de 42 402 887,00 euros).

22. 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 8 476 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.

Chiffres clés

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Sartorius Korea Biotech Co. Ltd.		
Chiffre d'affaires	63 111	61 477
Résultat net	6 150	8 631
Total de l'actif	36 225	34 399
Résultat attribué	1 907	2 676

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.

23. Provisions pour avantages au personnel

Régimes à cotisations définies

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.

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 2018, la charge totale comptabilisée pour les entreprises restantes s'élève à 20 807 milliers d'euros (en 2017 : 19 527 milliers d'euros).

Régimes à prestations définies

Les réévaluations des actifs et passifs des régimes à prestations définies sont présentés 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 469 milliers d'euros (perte actuarielle de -667 milliers d'euros en 2017).

Un montant de 24 441 milliers d'euros concerne notamment les provisions pour retraite relatives aux plans de départ en retraite de notre personnel allemand. Ces provisions totalisaient 25 068 milliers d'euros en 2017. 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. 2018	31 déc. 2017
Taux d'actualisation	1,81	1,75
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) 2018 G » déterminées par Klaus Heubeck.

Pour la France :

en %	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Taux d'actualisation	1,80	1,70
Taux d'augmentation des salaires	2,00	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 :

	2018 en milliers €	2017 en milliers €
Coût des services rendus	- 1 978	- 1 856
Coût des services passés	485	408
Charge nette d'intérêts	- 531	- 509
Composante du coût des prestations de retraite comptabilisées en résultat	- 2 023	- 1 958
Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus)	56	57
Réévaluation du régime	413	- 723
Composantes des coûts de prestations définies comptabilisés dans les autres éléments du résultat global	469	- 667
Total	- 1 554	- 2 624

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. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Valeur actuelle des obligations	46 459	43 752
Juste valeur (-)	- 10 865	- 8 306
Passif net	35 595	35 446

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

	2018 en milliers €	2017 en milliers €
Valeur actuelle des obligations à l'ouverture	43 752	40 841
Coût des services rendus	1 978	1 856
Coût des services passés	- 485	- 408
Coût financier	649	585
Réévaluation du régime	- 548	745
Écarts de conversion	386	- 725
Indemnités de départ à la retraite versées au cours de l'exercice	- 1 011	- 852
Cotisations des employés	261	220
Contributions aux plans des participants	1 466	1 550
Autres variations	14	- 60
Valeur actuelle des obligations à la clôture	46 459	43 752

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

	2018 en milliers €	2017 en milliers €
Ajustements liés à l'expérience	367	850
Modifications liées aux hypothèses démographiques	306	632
Modifications liées aux hypothèses financières	- 1 221	- 737
Total	- 548	745

Actif du régime :

	2018 en milliers €	2017 en milliers €
Actif du régime au 1^{er} janv.	8 306	6 622
Revenu attendu	118	75
Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus)	56	57
Réévaluation du régime	- 136	22
Contribution du groupe & versements	- 887	- 709
Écarts de conversion	279	- 481
Cotisations des employés	261	220
Cotisations des employeurs	1 402	894
Contributions aux plans des participants	1 466	1 606
Autres variations	0	0
Actif du régime au 31 déc.	10 865	8 306

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 2,4 million d'euros (1,8 million d'euros en 2017) 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 (un signe positif (+) signifie une augmentation de l'obligation) :

2017 :

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

2018 :

en milliers €		
Hypothèses démographiques		
Espérance de vie	+ 1 an	- 1 an
Impact	1 053	- 1 052
Hypothèses financières		
Taux d'actualisation	+ 100 bps	- 100 bps
Impact	- 6 389	8 171
Taux d'augmentation des salaires	+ 50 bps	- 50 bps
Impact	938	- 861
Taux d'augmentation des pensions de retraite	+ 25 bps	- 25 bps
Impact	1 020	- 972

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. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
< 1 an	1 664	1 477
1 - 5 ans	8 336	7 616
6 - 10 ans	12 430	11 564
> 10 ans	73 605	58 288
Total	96 035	78 944

La durée moyenne pondérée des obligations des régimes à prestations définies est de 16,6 ans (17,6 ans en 2017).

24. Autres 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.

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.

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. 2017	2 331	752	3 083
Écarts de conversion	0	- 11	- 11
Consommation	- 1 035	- 16	- 1 051
Dotations	877	205	1 082
Solde au 31 déc. 2017	2 173	930	3 103

	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. 2018	2 173	930	3 103
Écarts de conversion	0	9	9
Consommation	- 1 124	- 41	- 1 165
Dotations	824	105	929
Solde au 31 déc. 2018	1 873	1 004	2 877

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 0,1 % (0,0 % en 2017).

Provisions courantes

Au cours des exercices 2017 et 2018, les provisions courantes ont évolué comme suit :

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

	Garanties en milliers €	Autres en milliers €	Total en milliers €
Solde au 1 ^{er} janv. 2018	4 824	4 735	9 558
Écarts de conversion	4	- 14	- 9
Consommation	- 934	- 1 045	- 1 980
Reprises	- 2 550	- 649	- 3 199
Dotations	5 021	2 892	7 913
Autres variations	0	0	0
Solde au 31 déc. 2018	6 364	5 919	12 283

Les provisions pour garantie incluent 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.

25. 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.

Instruments financiers | Risques 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.

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.

26. Application initiale d'IFRS 9 - Instruments financiers : impacts liés à la transition et méthodes comptables

La date d'application initiale d'IFRS 9- Instruments financiers est le 1er janvier 2018. Le Groupe applique rétrospectivement IFRS 9 sans retraitement des chiffres relatif à l'exercice précédent. La période comparative est présentée conformément aux règles antérieures (IAS 39). Les effets cumulés de la transition à IFRS 9 sont comptabilisés par le biais d'un ajustement du solde d'ouverture des bénéfices non distribués et

autres réserves. L'effet de l'application initiale d'IFRS 9 résulte de l'ajustement de la méthode de dépréciation des créances clients et s'élève à 0,3 million d'euros. En conséquence, les bénéfices non distribués et autres réserves sont passés de 612,7 millions d'euros au 31 décembre 2017 à 613,0 millions d'euros au 1er janvier 2018.

La norme IFRS 9- Instruments financiers remplace les recommandations existantes dans la norme IAS 39- Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. IFRS 9 comprend des recommandations révisées pour le classement et l'évaluation des instruments financiers, y compris un nouveau modèle relatif aux pertes de crédit attendues en lien avec le calcul des dépréciations d'actifs financiers, ainsi que les nouvelles règles applicables sur la comptabilité de couverture. Cette norme adopte également les directives d'IAS 39 sur la comptabilisation et la décomptabilisation des instruments financiers.

La norme IFRS 9 contient une nouvelle méthode de classification et d'évaluation des actifs financiers, qui reflète à la fois le modèle de gestion de l'entité (détenus pour encaisser, détenus pour encaisser et revendre, autres) dans le cadre duquel les actifs sont détenus et les caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie (critère SPPI). Le tableau suivant présente, pour chaque classe d'actifs financiers du groupe, une vue d'ensemble des catégories selon IAS 39 et des catégories selon IFRS 9 ainsi que les valeurs comptables respectives à la date de première application d'IFRS 9.

Valeurs comptables des actifs financiers à la date d'application initiale d'IFRS 9	Catégorie selon la norme IAS 39	Valeurs comptables selon la norme IAS 39 au 31 déc. 2017 en millions €	Reclassement en millions €	Réévaluation en millions €	Valeur comptable selon IFRS 9 au 1 ^{er} jan. 2018 en millions €	Catégorie selon la norme IFRS 9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Prêts et créances	32,6			32,6	Mesuré à coût amorti
Créances et autres actifs	Prêts et créances	12,8			12,8	Mesuré à coût amorti
Instruments financiers dérivés dans des relations de couverture	n.a.	7,2			7,2	n.a.
Autres actifs financiers (courant)		20,0			20,0	
Créances clients	Prêts et créances	204,6		0,3	205,0	Mesuré à coût amorti
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction	n.a.	7,0		0,0	7,0	n.a.
Créances clients		211,6		0,3	211,9	
Actifs financiers	Prêts et créances	2,7	0,7		3,4	Mesuré à coût amorti
Actifs financiers	Disponibles à la vente	1,6	- 1,0		0,6	Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Actifs financiers	Disponibles à la vente	0,1			0,1	Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Actifs financiers (investissements dans des filiales non consolidées)	n.a.	0,1			0,1	n/a (investissement s dans des filiales non consolidées)
Instruments financiers dérivés dans des relations de couverture	n.a.	7,3			7,3	n.a.
Actifs financiers (non courants)		11,8		- 0,4	11,5	

Il n'y a pas eu d'impact sur les passifs financiers du groupe. Les quelques reclassements d'actifs financiers ont été déterminés sur la base d'évaluations individuelles des instruments financiers, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels. Pour les instruments de capitaux propres existant à la date de la première application et qui ne sont pas détenus à des fins de transaction, le groupe a décidé de comptabiliser les variations futures de la juste valeur de ces instruments en résultat. Ce choix doit généralement être effectué instrument par instrument lors de la reconnaissance initiale de l'instrument. Le reclassement n'a pas entraîné d'impacts de réajustement. Les impacts de réajustement présentés résultent de l'ajustement de la méthode de dépréciation pour les créances clients. Il n'y a pas eu de reclassement d'instruments financiers au cours de la période considérée.

En ce qui concerne la dépréciation des actifs financiers, IFRS 9 remplace le modèle des pertes encourues par le modèle des pertes de crédit attendues. Les actifs financiers sont généralement considérés comme ayant subi une perte de valeur lorsqu'il existe des indications objectives qui mettent en doute le recouvrement intégral des flux de trésorerie des actifs financiers respectifs. En ce qui concerne les actifs financiers du groupe, l'approche simplifiée appliquée aux créances clients est particulièrement pertinente.

À la date d'application initiale d'IFRS 9, la provision pour pertes sur créances attendues s'élève à 0,1 million d'euros. Le montant inclut la perte de crédit attendue pour les actifs contractuels selon la norme IFRS 15 qui ne comportent pas de composante de financement significative. Dans le cadre de la transition vers la norme IFRS 9, le groupe a également analysé l'ap-

proche de comptabilisation des pertes encourues et a révisé cette approche à la lumière du faible niveau de pertes historiques. À la date d'application initiale d'IFRS 9, l'effet total des ajustements sur la méthode de dépréciation des créances commerciales s'élevait à

0,3 million d'euros et augmentait les bénéfices non distribués et autres réserves du groupe au 1^{er} janvier 2018. Le tableau suivant illustre les effets du modèle de dé-préciation ajusté pour les créances clients :

Provisions d'évaluation à la date d'application initiale d'IFRS 9	Catégorie selon la norme IAS 39	Pertes de créances selon IAS 39 au 31 déc. 2017 en millions €	Réévaluation suite à l'implémentation d'IFRS 9 en millions €	Pertes de créances selon IFRS 9 au 1 ^{er} jan. 2018 en millions €	Catégorie selon la norme IFRS 9
Créances clients	Prêts et créances	- 2,4	0,3	- 2,1	Mesuré à coût amorti
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Créances clients		- 2,4	0,3	- 2,1	

Outre les créances clients, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont les actifs financiers les plus significatifs dans l'état de situation financière du groupe à la date d'application initiale d'IFRS 9 et à la date de clôture. Aucune dépréciation n'a été constatée en raison de la non matérialité des impacts.

Pour les autres actifs financiers évalués au coût amorti à la date d'application initiale d'IFRS 9 et au 31 décembre 2018, aucune perte de valeur n'a été comptabilisée pour les pertes de crédit attendues sur 12 mois en raison de pertes historiques non significatives.

Les dérivés sont évalués à la juste valeur déterminée selon la méthode d'évaluation à la valeur de marché dans laquelle des méthodes mathématiques reconnues sont utilisées. Les justes valeurs sont basées sur les données de marché disponibles au moment du calcul de la valeur de ces dérivés et reflètent les estimations de la situation du marché à la fin de l'année. Les instruments qui ne sont pas désignés comme des instruments de couverture et pour lesquels aucune comptabilité de couverture n'est appliquée sont classés comme étant détenus à des fins de transaction. Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés sont soit comptabilisées en résultat net ou, dans le cas de relations de couverture, dans les autres éléments du résultat global.

Le groupe applique de manière prospective les nouvelles règles de comptabilité de couverture d'IFRS 9. Le groupe utilise des opérations à terme pour couvrir les risques de flux de trésorerie résultant de la variation des taux de change liés aux ventes de produits et à l'achat de matières et ne désigne que l'élément spot de l'instrument de couverture. Aucun effet de transition

n'a découlé de l'application des nouvelles exigences en matière de comptabilité de couverture.

Actifs financiers

Les actifs financiers du groupe comprennent principalement la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances clients et prêts et les instruments financiers dérivés dont la juste valeur est positive.

27. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Le groupe considère en trésorerie et équivalents de trésorerie tous les placements à forte liquidité avec une échéance inférieure à trois mois à compter de la date d'acquisition. Cela comprend principalement les chèques, les caisses et les dépôts dans les banques. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont évalués à la juste valeur. Dans le cadre du tableau de flux de trésorerie consolidé, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie tels que définis ci-dessus. Au 31 décembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 23 975 milliers d'euros (32 552 milliers d'euros en 2017).

28. Créances clients | Autres actifs courants

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Créances clients tiers	204 931	192 866
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction*	3 902	6 967
Créances clients sur les autres sociétés du groupe Sartorius AG	11 399	11 782
Créances clients	220 231	211 616

* Actifs contractuels selon IFRS 15

Les valeurs comptables des créances clients et autres créances sont représentatives de leur juste valeur compte tenu de la date d'échéance et des risques de crédit. Les actifs contractuels sont comptabilisés dans le cadre de contrats de construction spécifiques aux clients qui répondent aux exigences de comptabilisation des produits dans le temps, conformément à IFRS 15 (voir section 9). Le poste « Créances clients sur les autres sociétés du groupe Sartorius AG » concerne les autres sociétés du groupe Sartorius (voir la section 42). Les pertes de valeur sur les clients et autres créances sont comptabilisées à l'aide de comptes de provision distincts. Pour plus de détails sur la détermination des provisions pour dépréciation merci de se référer à la note 39.

30. Emprunts et autres passifs financiers

	Solde au 31. déc. 2018 en milliers €	Dont passifs courants au 31 déc. 2018 en milliers €	Solde au 31. déc. 2017 en milliers €	Dont passifs courants au 31 déc. 2017 en milliers €
Dettes auprès des établissements de crédit	38 278	35 153	29 367	23 117
Prêts de Sartorius A.G.	94 501	54 501	109 481	69 481
Autres emprunts auprès des entités du groupe Sartorius	163	163	3 335	3 335
Total des emprunts et autres passifs financiers non courants	132 942	89 817	142 183	95 933

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

29. Autres actifs financiers

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Dérivés	2 824	7 207
Autres actifs financiers	19 212	12 842
Actifs financiers courants	22 036	20 049

Le montant indiqué en tant qu'instrument financier dérivé représente la juste valeur des instruments de couverture (pour plus de détails merci de se référer à la note 36)

La rubrique « Autres actifs financiers » comprend les créances rattachées à d'autres entités du groupe Sartorius AG pour 2 588 millions d'euros (En 2017: 1 542 millions d'euros).

Passifs financiers

Les passifs financiers du groupe comprennent principalement des emprunts auprès de Sartorius AG, des dettes fournisseurs, des dettes de location-financement et des instruments financiers dérivés dont la juste valeur est négative. Les passifs financiers autres que les instruments financiers dérivés sont évalués au coût amorti.

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 ».

31. Autres passifs financiers non courants

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Autres passifs	8 889	30 392
Total	8 889	30 392

Ce poste comprend le passif relatif aux unités "fantômes" lié au rachat de participation ne donnant pas le contrôle de la société AllPure pour un montant de 8 739 millions d'euros. Le prix d'acquisition est fonction de la performance de l'activité et est dû au plus tard en 2022. En raison de l'évolution positive de l'activité AllPure, les paiements attendus sont déterminés en tenant compte des revenus futurs à un taux de croissance annuel d'environ 20 % en moyenne. En raison de la modification des prévisions concernant la croissance du chiffre d'affaires, le passif a été augmenté d'environ 3 millions d'euros. L'effet est comptabilisé en résultat. Une augmentation (diminution) du chiffre d'affaires de 10 % pour chacune des années suivantes entraînerait une augmentation (diminution) du passif de 0,9 million d'euros (0,9 million d'euros).

Au cours de la période de référence précédente, les autres passifs non courants comprenaient la partie non courante du passif du prix d'achat restant pour l'activité médias - milieu de culture cellulaire de la société Lonza. Dans le cadre de la modification de la coopération entre le groupe et Lonza, le groupe a été libéré de l'obligation de payer le prix d'achat restant au cours de la période considérée. Par conséquent, le passif correspondant a été annulé en 2018 et les effets sur le résultat net sont comptabilisés dans les autres produits opérationnels (voir note 0).

32. Dettes fournisseurs

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Avances et acomptes sur commandes*	51 000	40 749
Dettes fournisseurs tiers	86 187	69 900
Dettes fournisseurs participations non consolidées	6	2
Dettes fournisseurs auprès des autres sociétés du groupe Sartorius AG	17 375	7 309
Total	154 568	117 959

* Passifs contractuels selon IFRS 15

33. Autres passifs courants

	31 déc. 2018 en milliers €	31 déc. 2017 en milliers €
Dérivés	1 346	1 928
Autres passifs	12 966	33 036
Total	14 312	34 964

Les instruments financiers dérivés se rapportent à la juste valeur des opérations de couverture de change, telles que les contrats à terme (principalement liées au dollar américain).

La réduction des autres passifs financiers est liée à l'annulation du passif lié à l'acquisition de l'activité de médias - milieu culture cellulaire (voir note 0).

34. Valeurs comptables et justes valeurs d'instruments financiers par catégorie

Les tableaux suivants présentent les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs financiers par catégorie d'instruments financiers au 31 décembre 2018, conformément à IFRS 9 et au 31 décembre 2017, conformément à IAS 39 :

	Catégorie selon la norme IFRS 9	Valeur comptable au 31 déc. 2018 en milliers €	Juste valeur 31 Déc. 2018 en milliers €
Titres de participation	n.a.	109	109
Actifs financiers	Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le compte de résultat	50	50
Actifs financiers	Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat	671	671
Actifs financiers	Mesuré au coût amorti	4 814	4 814
Actifs financiers (non courants)		5 644	5 644
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction	n.a.	3 902	3 902
Créances clients	Mesuré au coût amorti	216 330	216 330
Créances clients		220 231	220 231
Créances et autres actifs	Mesuré au coût amorti	19 212	19 212
Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture*	n.a.	2 824	2 824
Autres actifs financiers (courant)		22 036	22 036
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Mesuré au coût amorti	23 975	23 975
Emprunts financiers	Passifs financiers	132 942	133 175
Dettes fournisseurs	Passifs financiers	103 568	103 568
Dettes commerciales paiements reçus sur commandes	n.a.	51 000	51 000
Dettes fournisseurs		154 568	154 568
Dérivés	Couverture d'opérations	1 346	1 346
Autres passifs financiers	Passifs financiers	21 855	21 326
Autres passifs financiers		23 201	22 672

* Les montants comprennent la partie non désignée des contrats.

	Catégorisé selon IAS 39	Valeur comptable au 31 déc. 2017 en milliers €	Juste valeur 31 Déc. 2017 en milliers €
Actifs financiers	Disponibles à la vente	1 813	1 813
Actifs financiers	Prêts et créances	2 734	2 734
Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture	Instruments de couverture*	7 260	7 260
Actifs financiers non courants		11 808	11 808
Créances clients	Prêts et créances	211 616	211 616
Actifs financiers	Prêts et créances	12 842	12 842
Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture	Instruments de couverture*	7 207	7 207
Autres actifs financiers		20 049	20 049
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Prêts et créances	32 552	32 552
Emprunts financiers	Passifs financiers	142 183	142 671
Passifs financiers de location-financement	IAS 17	17 487	28 086
Dettes fournisseurs	Passifs financiers	77 211	77 211
Dettes fournisseurs	n.a.	40 749	40 749
Dettes fournisseurs		117 959	117 959
Dérivés	Couverture d'opérations	552	552
Instruments financiers dérivés relatifs à des opérations de couverture	Instruments de couverture*	1 376	1 376
Autres passifs financiers	Passifs financiers	63 428	67 719
Autres passifs financiers		65 356	69 647

* Les montants comprennent la partie non désignée des contrats.

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

Pour le niveau 1, les instruments financiers sont calculés sur la base des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques. Pour le niveau 2, les instruments financiers sont calculés sur la base des paramètres obtenus à partir de données observables sur les marchés ou sur la base des prix du marché pour des instruments similaires. Pour le niveau 3, les instruments financiers sont calculés sur la base de paramètres non observables sur les marchés.

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

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

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers restant se rapprochent de leur valeur comptable en raison de leur échéance principalement à court terme. Le risque de perte de crédit maximum est reflété par la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés dans l'état de la situation financière.

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.

35. 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 :

Catégories selon la norme IFRS 9	2018 12 mois en milliers €
Actifs financiers évalués au coût amorti	2 771
Actifs et passifs financiers à la juste valeur : impact en compte de résultat	552
Passifs financiers au coût amorti	- 12 733

Categories according to IAS 39	2017 12 mois en milliers €
Prêts et créances	- 4 121
Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction	2 358
Passifs financiers	1 606

Le résultat net des actifs financiers évalués au coût amorti comprend principalement les effets de la conversion des devises et des variations des 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 :

	2018 12 mois en milliers €	2017 12 mois en milliers €
Produits financiers	463	282
Charges d'intérêts	- 4 563	- 5 454

Gestion du capital et des risques financiers

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.

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.

36. 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. Dans le même temps, le groupe est en mesure de compenser la majeure partie des revenus libellés en devises avec des coûts engagés dans les mêmes devises en raison de son réseau de production mondial. La part des revenus générée dans les monnaies étrangères qui dépasse ces coûts, appelée exposition nette aux devises, est largement couverte par des instruments financiers dérivés (généralement

de 70 % à 80 %). Le groupe applique généralement une stratégie de couverture glissante allant jusqu'à 12 mois à l'avance. De plus, les mesures de couverture sont revues à intervalles réguliers afin de les adapter aux fluctuations des devises.

Pour la couverture du risque de change, des contrats à terme sont utilisés. 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.

À la date de clôture, des contrats à terme ont été conclus pour un montant de 137 millions de dollars (190 millions de dollars en 2017) pour se couvrir contre le risque de fluctuation de la parité EUR | taux de change USD. Ce montant couvre environ la moitié de l'exposition nette attendue pour le dollar américain pour une période de douze mois. Par ailleurs, d'autres monnaies étrangères ont été couvertes dans des volumes plus modestes..

Les tableaux suivants présentent les contrats de couverture du risque de change en vigueur au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018:

31 déc. 2017	Monnaie étrangère	Volume	Échéance	Juste valeur en milliers €
Contrat à terme	USD	110 000	2018	6 988
	USD	80 000	2019	7 260
	USD	190 000		14 248
Contrat à terme	JPY	700 000	2018	72
	JPY	700 000		72
Contrat à terme	CHF	24 500	2018	- 1 375
	CHF	24 500		- 1 375
Contrat à terme	CAD	8 800	2018	148
	CAD	8 800		148

31 déc. 2018	Monnaie étrangère	Volume	Échéance	Juste valeur en milliers €
Contrat à terme	USD	50 000	2019	- 53
	USD	50 000	2019	296
	USD	21 000	2019	712
	USD	16 000	2019	644
	USD	137 000		1 599
Contrat à terme	JPY	400 000	2019	- 138
	JPY	200 000	2019	- 67
	JPY	200 000	2019	- 51
	JPY	250 000	2019	- 52
JPY	1 050 000		- 308	
Contrat à terme	CHF	3 000	2019	4
	CHF	3 000		4
Contrat à terme	GBP	3 500	2019	18
	GBP	3 500		18
Contrat à terme	CAD	2 000	2019	32
	CAD	4 000	2019	90
	CAD	2 000	2019	43
	CAD	8 000		165

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 2018 de 4.8 millions d'euros contre un montant de 16.4 millions d'euros en 2017). Les montants directement comptabilisés en capitaux propres sont reconnus dans le compte de résultat lorsque les transactions couvertes concernées affectent le résultat.

La relation économique entre l'instrument de couverture et l'élément couvert et l'efficacité de la relation de couverture est déterminée en fonction de la cohérence des principales caractéristiques contractuelles des opérations (« Critical Match Match »). À cet égard, le groupe effectue une évaluation qualitative. Une inefficacité de la couverture peut éventuellement survenir lorsque le calendrier des transactions futures s'écarte des hypothèses initiales ou du risque de crédit des contreparties aux modifications des instruments de couverture.

Le tableau ci-dessous présente les effets des instruments de couverture liés aux risques de change sur la situation financière et la performance du Groupe :

Monnaie étrangère	Valeur comptable (actifs) au 31 déc. 2018	Valeur comptable (passifs) au 31 déc. 2018	Ratio de couverture	Variation de valeur des instruments de couverture	Variation de valeur de l'élément couvert	Montant nominal	Echéance : 1 - 6 mois	Echéance : 7 - 12 mois	Prix d'exercice moyen
	en milliers €	en milliers €		en milliers €	en milliers €	en milliers selon la devise concernée			
USD	5.554	- 661	100 %	4.893	4.893	137.000	100.000	37.000	1,14
CHF	5	0	100 %	5	5	3.000	3.000	0	1,13
CAD	194	0	100 %	194	194	8.000	6.000	2.000	1,52
JPY	0	- 302	100 %	- 302	- 302	1.050.000	600.000	450.000	130,33
GBP	16	0	100 %	16	16	3.500	3.500	0	0,90

Les instruments de couverture dont la juste valeur est positive figurent dans la ligne « Actifs financiers (non courants) » ou « Autres actifs financiers (en cours) » dans l'état de la situation financière. Les instruments de couverture dont la juste valeur est négative figurent dans la ligne « Autres passifs financiers (non courants) » ou « Autres passifs financiers (courants) » dans l'état de la situation financière.

Les montants comptabilisés dans la période de reporting en rapport avec les couvertures de flux de trésorerie dans les autres éléments du résultat global, ainsi que les montants qui ont été reclassés des autres éléments du résultat global en résultat net, sont présentés à l'état des autres éléments du résultat global et dans l'état des variations des capitaux propres.

Si le taux de change du dollar américain contre l'euro avait baissé de 10 %, la situation nette aurait augmenté de 10,7 millions d'euros (13,2 millions d'euros en 2017) et l'impact sur le résultat aurait été 1,6 millions d'euros (0,1 million d'euros en 2017). À l'inverse, si le

taux de change du dollar américain contre l'euro avait augmenté de 10 %, l'impact sur le résultat aurait été - 2,0 million d'euros (perte de - 0,1 million d'euros en 2017) et l'impact sur le résultat global aurait été une perte de - 13,1 millions d'euros (perte de - 16,1 millions d'euros en 2017).

37. 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. Au 31 décembre 2018, le Groupe n'avait pas de contrat de dérivés sur taux d'intérêt en vigueur pour couvrir le risque d'augmentation des taux d'intérêt.

Au 31 décembre 2018, l'augmentation des prêts à taux d'intérêt variables s'élevait à environ 95 millions d'euros.

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 0,95 million d'euros (0,8 million d'euros en 2017).

Au niveau de la baisse des taux d'intérêt, nous avons considéré un taux de 0 % d'intérêt de base. L'incidence sur le résultat financier aurait été de 0,0 million d'euros (- 0,2 million d'euros en 2017).

38. 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. 2017 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2017 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
Emprunts et autres passifs financiers (non-courants et courants)	142 183	142 723	96 224	46 499	0
Contrats de location-financement	17 487	32 825	1 900	7 558	23 368
Dettes fournisseurs	77 211	77 211	77 211	0	0
Autres passifs (instruments dérivés exclus)	63 428	68 965	33 036	35 780	150
Passifs financiers	300 309	321 724	208 370	89 837	23 518

	Valeur comptable au 31 déc. 2018 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2018 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
Emprunts et autres passifs financiers (non-courants et courants)	132 942	133 191	89 997	43 194	0
Contrats de location-financement	16 693	33 100	1 988	9 374	21 738
Dettes fournisseurs	103 568	103 568	103 568	0	0
Autres passifs (instruments dérivés exclus)	21 855	22 208	17 515	4 542	150
Passifs financiers	275 059	292 068	213 069	57 111	21 888

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 le passif lié aux unités « fantômes » relatifs à la société AllPure.

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. 2017 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2017 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
Réalisation brute					
Contrats à terme	1 376	1 375	1 375	0	0
Obligation de paiement		22 308	22 308	0	0
Demande de paiement		- 20 932	- 20 932	0	0
Réalisation nette					
Swaps de taux d'intérêt	552	552	552	0	0
Instruments financiers dérivés	1 928	1 927	1 927	0	0

	Valeur comptable au 31 déc. 2018 en milliers €	Flux de trésorerie au 31 déc. 2018 en milliers €	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €
Réalisation brute					
Contrats à terme	1 344	1 344	1 344	0	0
Obligation de paiement		42 177	42 177		
Demande de paiement		- 40 833	- 40 833		
Instruments financiers dérivés	1 344	1 344	1 344	0	0

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 groupe ne s'attend pas à des sorties de capitaux se produisant à des moments ou selon des montants très différents.

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

	Lignes de crédit au 31 déc. 2017	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €	Taux d'intérêt	Lignes de crédit utilisées au 31 déc. 2017	Lignes de crédit non utilisées au 31 déc. 2017
Prêt de Sartorius A.G.	300 000	0	300 000	0	variable	109 481	190 519
Prêts bilatéraux	9 375	2 344	7 031	0	fixe	9 375	0
Ligne de crédit bilatérale	31 335	31 335	0	0	variable	19 235	12 100
Total	340 710	33 679	307 031	0		138 091	202 619

	Lignes de crédit au 31 déc. 2018	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €	Taux d'intérêt	Lignes de crédit utilisées au 31 déc. 2018	Lignes de crédit non utilisées au 31 déc. 2018
Prêt de Sartorius A.G.	309 601	0	309 601	0	variable	94 500	215 101
Prêts bilatéraux	6 250	3 125	3 125	0	fixe	6 250	0
Ligne de crédit bilatérale	23 163	23 163	0	0	variable	16 750	6 413
Total	339 014	26 288	312 726	0		117 500	221 514

39. Gestion du risque de crédit

Le risque de crédit est le risque de perte financière pour le groupe si une contrepartie à un instrument financier manque à ses obligations contractuelles. Le risque de crédit découle principalement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des créances clients. En outre, le groupe est exposé au risque de crédit lié aux instruments financiers dérivés ayant une juste valeur positive et, dans une faible mesure, aux flux de trésorerie contractuels générés par des titres de créance.

Le risque de crédit est contrôlé de manière centralisée pour le groupe par la gestion de la trésorerie. Pour les contreparties telles que les banques et les institutions financières, la solvabilité est contrôlée en permanence afin de détecter les augmentations des risques de crédit à un stade précoce. Si aucune nouvelle information n'est obtenue, le groupe suppose que les actifs financiers liés présentent toujours un risque de crédit faible.

Les clients se voient attribuer des limites de risque qui dépendent principalement du volume d'affaires, de l'expérience passée et de la situation financière du client. Le respect des limites est régulièrement contrôlé par la direction responsable. Dans certains cas, le groupe reçoit des acomptes afin d'éviter les risques de crédit. Il n'y a pas de concentration significative de risques de crédit de la part de clients ou de régions.

Pour certaines créances clients, le groupe dispose éventuellement de sûretés telles que des garanties pouvant être utilisées dans le cadre d'accords contractuels au cas où la contrepartie ne respecterait pas ses obligations contractuelles de paiement.

Dépréciation des créances clients et des actifs contractuels

Le nouveau modèle de dépréciation d'IFRS 9 - Comptabilisation des pertes de crédit attendues - est particulièrement pertinent pour les créances clients et les actifs contractuels du groupe conformément à IFRS 15. Le groupe applique l'approche simplifiée selon IFRS 9 aux créances clients et aux actifs contractuels. En conséquence, des pertes sur créances attendues sur la durée de vie sont comptabilisées pour ces actifs.

Le point de départ du nouveau modèle de dépréciation est une analyse des taux de pertes de crédit historiques réels. Ceux-ci sont ajustés en tenant compte des informations prospectives et des effets des changements actuels dans l'environnement macro-économique, s'ils sont importants. En raison du niveau non significatif des pertes de crédit historiques, le groupe détermine actuellement les pertes de crédit attendues pour son portefeuille de créances clients dans son ensemble. Cependant, les taux de perte historiques sont régulièrement analysés de manière plus détaillée afin d'appliquer différents taux de perte à différents portefeuilles, le cas échéant.

Les actifs contractuels sont liés à des projets pour des clients types du groupe. Par conséquent, on suppose que les taux de perte appliqués aux créances clients constituent une approximation appropriée des taux de perte des actifs du contrat. En conséquence, aucune autre distinction n'est faite entre les créances clients et les actifs contractuels.

Sur cette base, les provisions pour créances clients et actifs contractuels étaient déterminées comme suit au 31 décembre 2018 et à la date d'application initiale de la norme IFRS 9 :

31 déc. 2018 en milliers d'euros	En cours	1 à 30 jours	31 - 60 jours	61 - 90 jours	Au-delà de 90 jours	Total
Valeur comptable brute des créances clients	133 707	39 781	17 502	6 115	22 843	219 947
Valeur comptable brute des actifs contractuels	3 902	0	0	0	0	3 902
Allocation de perte de valeur	77	24	49	280	3 188	3 617
1^{er} janvier 2018 en milliers d'euros	En cours	1 à 30 jours	31 - 60 jours	61 - 90 jours	Au-delà de 90 jours	Total
Valeur comptable brute des créances clients	149 266	27 460	10 757	4 180	15 419	207 083
Valeur comptable brute des actifs contractuels	6 967	0	0	0	0	6 967
Allocation de perte de valeur	78	18	108	4	1 903	2 111

Les pertes sur créances attendues sont déterminées sur la base d'un taux de perte de 0,05 %. En outre, les

pertes additionnelles sont déterminées sur la base d'évaluations individuelles. Les jours de retard sont un

critère essentiel dans ce contexte. Un défaut est généralement présumé lorsqu'il n'y a aucune attente raisonnable de recouvrement d'un actif financier. Dans un tel cas, les créances respectives sont décomptabilisées.

Les variations de la provision pour dépréciation des créances clients et des actifs contractuels au cours de la période considérée sont présentées ci-dessous :

	en milliers €
Solde au 1 ^{er} jan. 2018 selon IAS 39	- 2 433
Ajustement lié à l'adoption initiale d'IFRS 9	321
Solde au 1^{er} jan. 2018 selon IFRS 9	- 2 111
Réévaluation nette de la provision pour perte comptabilisée en résultat net au cours de la période de reporting	- 2 041
Reprises et consommation	39
Recouvrement des montants précédemment dépréciés	474
Écarts de conversion	23
Balance au 31 déc. 2018 selon IFRS 9	- 3 617

Dépréciation des autres actifs financiers

Outre les créances clients, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont les actifs financiers les plus importants de l'état de la situation financière du groupe à la date de référence, en décembre 2018. Les pertes de crédit attendues sont surveillées à intervalles réguliers. En raison de la grande solvabilité des contreparties et des échéances rapprochées, la dépréciation qui devrait être comptabilisée pour ces actifs financiers est non significative. Par conséquent, aucun écart n'est comptabilisé pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Pour les autres actifs financiers évalués au coût amorti, aucune perte de valeur n'est constatée au 31 décembre 2018 pour les pertes de crédit attendues pour les douze mois dues à des pertes de crédit historiques non significatives. En cas d'augmentation importante du risque de crédit, qui est généralement

présumée lorsqu'un paiement est échu depuis plus de 30 jours, les pertes sur créances attendues au cours de la durée de vie sont comptabilisées pour l'actif financier correspondant. Un défaut est généralement présumé lorsqu'il n'y a aucune attente raisonnable de recouvrement d'un actif financier. Ceci est généralement présumé lorsque les paiements sont échus depuis plus de 90 jours. À la date de clôture, rien n'indique que le risque de crédit ait augmenté de manière significative.

Les valeurs comptables des actifs financiers reflètent la perte sur créances maximale pour ces actifs à la fin de la période de reporting.

40. 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.

41. Paiements fondés sur des actions

Sartorius AG, actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech, prévoit des paiements en actions sous la forme « d'unités d'actions virtuelles » (« phantom stock units »). En vertu de ce plan, chaque membre du Conseil d'administration peut se voir accorder un certain nombre d'« unités d'actions virtuelles » chaque année sur la base d'une somme convenue à l'avance. L'exercice de ces « stock units » n'est pas possible avant une période de quatre ans et est fonction de certaines exigences relatives à la performance des actions Sartorius AG.

Lorsque ces actions sont payées, le montant est basé sur le prix de l'action à la date d'exercice. Le paiement est plafonné à un montant de 2,5 fois le prix de l'action au moment où les options virtuelles ont été accordées. Pour plus de détails se référer au chapitre « Gouvernance d'entreprise ».

La juste valeur de ces éléments est évaluée comme suit :

	Nombre d'unités de « phantom stock »	Prix de souscription en €	Juste valeur au 1 ^{er} janvier de l'année d'attribution en milliers €	Juste valeur à la clôture au 31 déc. 2018 en milliers €	Montants versés en milliers €	Exercable
Unités de « phantom stock » pour 2014	8 032	21,01	169	0	422	
Unités de « phantom stock » pour 2015	7 360	24,70	182	454	0	non
Unités de "Phantom stock" pour 2016	3 484	57,41	200	359	0	non
Unités de "Phantom stock" pour 2017	2 950	70,51	208	281	0	non
Unités de "Phantom stock" pour 2018	2 685	80,32	216	239	0	non
Total	24 511		974	1 333	422	