

État du résultat net et des autres éléments du résultat global

en milliers €	Notes en annexe	2020 12 mois	2019 12 mois
Chiffre d'affaires	[9]	1910 081	1440 570
Coût des ventes	[10]	- 907 351	- 692 283
Marge brute		1 002 731	748 287
Frais commerciaux et de distribution	[10]	- 296 050	- 240 657
Frais de recherche et développement	[10]	- 84 451	- 79 216
Frais généraux	[10]	- 95 491	- 76 224
Autres produits et charges opérationnels	[11]	- 54 931	- 20 348
EBIT (Résultat opérationnel)		471 807	331 842
Produits financiers	[12]	48 857	6 867
Charges financières	[12]	- 38 034	- 21 290
Résultat financier		10 823	- 14 423
Résultat avant impôt		482 630	317 419
Charge d'impôt	[13]	- 122 114	- 81 383
Résultat net de l'exercice		360 516	236 036
Attribuable à :			
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech		357 849	234 501
Participations ne donnant pas le contrôle	[22]	2 666	1 535
Résultat net par action (€)	[15]	3,88	2,54
Résultat net dilué par action (€)	[15]	3,88	2,54

Les chiffres relatifs à la période de reporting 2019 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de Biological Industries (voir note 8).

Autres éléments du résultat global

en milliers €	Notes en annexe	2020 12 mois	2019 12 mois
Résultat net de l'exercice		360 516	236 036
Couvertures de flux de trésorerie	[36]	9 195	- 3 159
dont partie efficace de la variation de juste valeur		2 684	- 5 580
dont reclassées en résultat		6 511	2 421
Charge d'impôt sur couvertures de flux de trésorerie	[19]	- 2 759	948
Écarts de conversion		- 35 265	9 136
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net		- 28 829	6 925
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	[23]	- 3 016	- 7 906
Charge d'impôt sur réévaluation du passif net	[19]	918	2 284
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net		- 2 098	- 5 622
Autres éléments du résultat global, net d'impôt		- 30 927	1 303
Résultat global net d'impôt		329 589	237 339
Attribuable à :			
Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech		327 377	235 874
Participations ne donnant pas le contrôle		2 211	1 465

Les chiffres relatifs à la période de reporting 2019 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de Biological Industries (voir note 8).

État de la situation financière

en milliers €	Notes en annexe	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Actifs non courants			
Goodwill	[16]	875 162	418 327
Autres immobilisations incorporelles	[16]	633 521	208 487
Immobilisations corporelles	[17][18]	643 951	549 965
Immobilisations financières		13 497	14 427
Autres actifs		509	586
Actifs d'impôts différés	[19]	27 481	17 342
		2 194 120	1 209 134
Actifs courants			
Stocks	[20]	472 305	329 019
Créances clients	[28]	256 894	221 250
Autres actifs financiers	[29]	20 983	20 045
Actifs d'impôts exigibles		6 055	10 966
Autres actifs		59 217	26 784
Trésorerie et équivalents de trésorerie	[27]	59 762	28 166
		875 216	636 229
Total actif		3 069 336	1 845 362
Capitaux propres			
Capitaux propres attribuables aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech			
		1 460 041	1 158 719
Capital social	[21]	18 436	18 436
Réserves		231 526	231 526
Bénéfices non distribués et autres réserves		1 210 079	908 757
Participations ne donnant pas le contrôle	[22]	22 876	30 164
		1 482 917	1 188 883
Passifs non courants			
Obligations au titre des prestations de retraite	[23]	47 393	44 123
Autres provisions	[24]	6 488	3 340
Emprunts financiers	[30]	515 657	40 000
Dettes liées au contrat de location	[18]	47 288	44 069
Autres passifs financiers	[31]	303 319	51 521
Passifs d'impôts différés	[19]	98 581	45 065
		1 018 726	228 117
Passifs courants			
Provisions	[24]	20 746	10 612
Dettes fournisseurs	[32]	306 972	197 670
Emprunts financiers	[30]	13 112	43 544
Dettes liées au contrat de location	[18]	10 727	10 987
Autres passifs financiers	[33]	29 241	40 680
Avantages au personnel		59 899	40 634
Passifs d'impôts exigibles		71 524	49 252
Autres passifs		55 472	34 983
		567 693	428 363
Total capitaux propres et passif		3 069 336	1 845 362

Les chiffres relatifs à la période de reporting 2019 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de Biological Industries (voir note 8).

Tableau de flux de trésorerie

en milliers €	Notes en annexe	2020 12 mois	2019 12 mois
Résultat avant impôt		482 630	317 419
Résultat financier	[12]	-10 823	14 423
Amortissement dépréciation des immobilisations	[16][17][18]	102 282	73 368
Produits provenant de la cession d'immobilisations		127	0
Variation des provisions	[23][24]	3 447	-3 548
Variation des actifs courants et autres actifs	[28][29]	-73 889	3 841
Variation des stocks	[20]	-117 305	-65 964
Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers)	[31][32][33]	143 463	35 483
Impôts décaissés	[13]	-113 980	-65 328
Autres éléments non financiers		926	436
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle		416 879	310 130
Investissements	[16][17]	-159 192	-135 973
Autres paiements		8 694	0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales		-150 499	-135 974
Paiement relatif à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités ; trésorerie nette acquise	[8]	-470 617	-48 399
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement		-621 116	-184 373
Intérêts reçus	[12]	5 271	1 699
Intérêts payés et autres charges financières	[12]	-8 064	-10 528
Dividendes payés :			
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A.	[21]	-31 341	-52 543
- aux participations ne donnant pas le contrôle		-792	-950
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle	[22]	-30 473	0
Remboursements d'emprunts	[6][30]	-35 322	-60 489
Souscriptions d'emprunts	[6][30]	334 788	651
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement		234 066	-122 160
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		29 829	3 597
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		28 166	23 975
Incidences des variations du cours des devises de la période		1 767	593
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture		59 762	28 166

Les chiffres relatifs à la période de reporting 2019 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de Biological Industries (voir note 8).

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 2019	18 436	231 526	3 365	-10 860	778 448	15 483	1 036 398	8 476	10 448 74
Résultat net de l'exercice	0	0	0	0	234 501	0	234 501	1 535	236 036
Couvertures de flux de trésorerie	0	0	-3 159	0	0	0	-3 159	0	-3 159
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0	0	0	-7 906	0	0	-7 906	0	-7 906
Écarts de conversion	0	0	0	0	0	9 206	9 206	-70	9 136
Investissement dans une entité étrangère	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts différés	0	0	948	2 284	0	0	3 232	0	3 232
Autres éléments du résultat global	0	0	-2 211	-5 622	0	9 206	1 373	-70	1 303
Résultat global net d'impôt	0	0	-2 211	-5 622	234 501	9 206	235 874	1 465	237 339
Dividendes	0	0	0	0	-52 543	0	-52 543	-950	-53 493
Passif lié au prix d'acquisition entité en Israël					-61 010		-61 010	0	-61 010
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle	0	0	0	0	0	0	0	21 295	21 295
Autres variations		0	0	0	0	0	0	-122	-122
Solde au 31 décembre 2019	18 436	231 526	1 154	-16 482	899 396	24 689	1 158 719	30 164	11 888 883
Résultat net de l'exercice	0	0	0	0	357 849	0	357 849	2 666	360 516
Couvertures de flux de trésorerie	0	0	9 195	0	0	0	9 195	0	9 195
Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies	0	0	0	-3 016	0	0	-3 016	0	-3 016
Écarts de conversion	0	0	0	0	0	-34 810	-34 810	-455	-35 265
Investissement dans une entité étrangère	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts différés	0	0	-2 759	918	0	0	-1 841	0	-1 841

Autres éléments du résultat global	0	0	6 436	-2 098	0	-34 810	-30 472	-455	-30 927
Résultat global net d'impôt	0	0	6 436	-2 098	357 849	-34 810	327 377	2 211	329 588
Dividendes	0	0	0	0	-31 341	0	-31 341	-792	-32 133
Passif lié au prix d'acquisition entité en Israël					19 800		19 800	0	19 800
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle	0	0	0	0	-14 732	0	-14 732	-8 603	-23 334
Autres variations	0	0	0	0	218	0	218	-104	114
Solde au 31 décembre 2020	18 436	231 526	7 590	-18 580	123 119 0	-10 121	146 004 1	22 876	148 291 7

Les chiffres relatifs à la période de reporting 2019 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de Biological Industries (voir note 8).

Notes annexes aux états financiers

1. Informations générales

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique.. En tant que fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques de manière sûre, rapide et économique. 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 de vente, Sartorius Stedim Biotech a une portée mondiale.

Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0013154002) et a son siège social à Aubagne en France.

La société mère de Sartorius Stedim Biotech S.A. est la société Sartorius AG, dont le siège est à Göttingen, en Allemagne, et cotée sur plusieurs places boursières allemandes (codes ISIN : DE0007165607 pour les actions ordinaires et DE0007165631 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 2020 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/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting_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 5 février 2021. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 24 mars 2021.

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 mais n'ont pas eu d'incidence significative sur ces états financiers :

Amendement à IFRS 3 - Regroupements d'entreprises, Définition d'une activité

Les amendements modifient la définition d'une activité. La nouvelle règle comprend notamment un test de concentration. Si ce test indique qu'un groupe d'actifs a été acquis plutôt qu'une activité, aucune évaluation additionnelle l'acquisition potentielle d'une activité n'est nécessaire. En outre, les nouvelles directives exigent au moins un processus substantiel pour conclure qu'une activité a été acquise.

Amendements à IAS 1 - Présentation des états financiers et à IAS 8 - Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, définition de significatif

Les modifications apportées à IAS 1 et à IAS 8 clarifient la définition de « significatif » et alignent les diverses définitions utilisées dans les normes et le cadre conceptuel.

Amendements à IFRS 9 - Instruments financiers, IAS 39 - Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et IFRS 7 - Instruments financiers: informations à fournir, réforme de l'indice de référence des taux d'intérêt (Phase 1)

Les amendements à IFRS 9 et à IAS 39 ont été apportés en raison de la réforme des taux d'intérêt de référence (remplacement des taux d'intérêt de référence existants par des alternatives) et devraient aborder les questions et les conséquences dans le cadre de la comptabilité de couverture. L'IFRS 7 a été modifiée au niveau des obligations d'information supplémentaires concernant l'incertitude liée à la réforme dite « IBOR ».

Amendements au cadre conceptuel de l'information financière dans diverses normes IFRS

Au cours de la révision du cadre conceptuel, les références au cadre conceptuel dans diverses normes IFRS ont également été modifiées. Ces modifications étaient applicables pour la première fois au cours de la période considérée.

Amendement à IFRS 16 - Contrats de location concernant les concessions locatives en lien avec la COVID-19

L'amendement permet aux locataires de bénéficier d'une exemption pour déterminer si une concession de dette liée à la COVID-19 doit être considérée comme une modification de bail selon la norme IFRS 16. Cet allègement est applicable aux paiements de location qui étaient initialement dus jusqu'au 30 juin 2021. La concession de loyer n'a donc pas à être comptabilisée comme une modification de bail.

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 2020 :

Normes Interprétations	Titre	Applicable aux exercices ouverts au ¹	Adoption par la Commission européenne
IFRS 14	Comptes de report réglementaires	1 ^{er} janvier 2016	Non
Amendements à IFRS 4	Report d'IFRS 9	1 ^{er} janvier 2021	Oui
Amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16	Réforme des taux interbancaires de référence (taux benchmark) - phase 2	1 ^{er} janvier 2021	Non
Amendements à IFRS 3, IAS 16 et IAS 37	Améliorations des IFRS (Cycle 2018 - 2020) - (Publication en mai 2020)	1 ^{er} janvier 2022	Non
Amendements à IAS 1	Classement des passifs en passifs courants et passifs non courants	1 ^{er} janvier 2023	Non
IFRS 17	Contrats d'assurances	1 ^{er} janvier 2023	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).

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 intragroupes, 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.

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	
	2020	2019	2020	2019
USD	1,22785	1,12340	1,14196	1,11956
GBP	0,89808	0,85080	0,88951	0,87787
JPY	126,52000	121,94000	121,80849	122,01949
CHF	1,08198	1,08540	1,07042	1,11255
SGD	1,62260	1,51110	1,57408	1,52746
KRW	1334,08000	1296,28000	1345,63574	1305,50569
CNY	8,03140	7,82050	7,87300	7,73613

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 :

Crise pandémique COVID-19

En 2020, le groupe a enregistré une croissance substantielle de son chiffre d'affaires et a observé une forte demande dans toutes les catégories de produits, en ligne avec l'hypothèse que notre industrie et nos clients ne sont pas sérieusement affectés par la crise de la pandémie COVID-19. Par ailleurs, le groupe n'a pas connu de difficultés majeures au niveau de son offre afin d'assurer la continuité des activités. Pour la période de reporting 2020, on peut donc en conclure que le groupe a dans une certaine mesure bénéficié de la crise car nombre de nos clients ont développé des capacités de production de vaccins contre les coronavirus et de thérapeutiques Covid-19. Par conséquent, aucun ajustement significatif n'a été apporté aux estimations comptables appliquées au cours de la période de reporting. La direction a cependant observé que l'incertitude générale avait considérablement augmenté en raison de la crise pandémique du COVID-19. Pour plus d'information sur l'impact de la pandémie COVID-19 sur l'économie mondiale, l'industrie biopharmaceutique et le groupe, merci de vous référer au rapport de gestion du groupe 2020.

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 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 (à l'exception du goodwill). 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 24, Provisions pour avantages au personnel.

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Les provisions sont comptabilisées lorsque des engagements juridiques ou autres existent à la date de clôture. Pour déterminer le montant de ces engagements, certaines estimations et hypothèses doivent être appliquées, y compris la détermination de la probabilité du risque et la sortie probable de ressources. En règle générale, les

estimations des provisions comprennent notamment les estimations liées à des contrats déficitaires, à des coûts de garantie, aux obligations liées aux coûts de séparation d'un actif et aux procédures judiciaires.

Impôts sur les bénéfices

Le groupe opère dans différentes juridictions fiscales et doit donc décider de positions fiscales en vertu des lois fiscales pertinentes et des points de vue des autorités fiscales, qui peuvent être complexes et sujettes à des interprétations différentes. Des 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 liés aux acquisitions, aux activités de restructuration, aux projets stratégiques du groupe et aux produits ou pertes liés à des cessions d'immobilisations et d'investissements qui faussent la rentabilité

durable du segment. 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 pas 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		
	2020	2019	Variation	2020	2019	Variation
Chiffre d'affaires	1910 081	1440 570	33%	1910 081	1440 570	33%
EBITDA courant	604 671	421 501	43%	604 671	421 501	43%
En % du chiffre d'affaires	31,7%	29,3%		31,7%	29,3%	
EBIT (Résultat opérationnel)	471 807	331 842	42%	471 807	331 842	42%
En % du chiffre d'affaires	24,7%	23,0%		24,7%	23,0%	

Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel :

en milliers €	2020	2019
EBITDA courant du secteur opérationnel	604 671	421 501
Dépréciations et amortissements	-100 892	-72 847
Éléments non-récurrents	-31 972	-16 813
EBIT (Résultat opérationnel)	471 807	331 842
Résultat financier	10 823	-14 423
Résultat avant impôt	482 630	317 419

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 2020 comme en 2019).

en milliers €	Chiffre d'affaires		Actifs non courants	
	2020	2019	2020	2019
EMEA	761 022	575 122	1 837 549	951 068
Dont Allemagne	171 815	151 667	448 884	391 369
Dont France	70 941	68 153	388 413	334 920
Les Amériques	670 185	511 647	2 691 76	1 891 34
Dont États-Unis	636 770	477 905	2 691 76	1 891 34
Asie Pacifique	478 874	353 801	45 909	36 578
Dont Chine	180 308	106 819	14 243	2 864
Dont Corée du Sud	116 732	82 678	13 580	13 962
Groupe	1 910 081	1 440 570	2 152 634	1 176 780

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 IAS7- Tableau de flux de trésorerie.

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

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

en milliers €	Solde au 31 décembre 2018	Application initiale de IFRS 16	Flux de trésorerie	Effets de change	Autres impacts non financiers	Solde au 31 décembre 2019
Emprunts financiers	132 942	0	-49 576	8	170	83 544
Dettes liées au contrat de location	16 693	32 510	-10 262	279	15 835	55 056
Passif lié à l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans Biological Industries		0	0	0	61 010	61 010
Passifs financiers relatifs aux "Phantom Units" liés à l'acquisition de AllPure	8 739	0	0	168	2 610	11 517
Total des passifs financiers liés aux opérations de financement	158 375		-59 838	456	79 625	211 127

en milliers €	Solde au 31 décembre 2019	Flux de trésorerie	Effets de change	Autres impacts non financiers	Solde au 31 décembre 2020
Emprunts financiers	83 544	310 680	-25	134 568	528 769
Dettes liées au contrat de location	55 056	-11 213	-1 836	16 008	58 015
Passif lié à l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans Biological Industries	61 010	0	0	-19 504	41 506
Passif lié à la contrepartie conditionnelle dans le cadre de l'acquisition de WaterSep	0	0	-68	4 955	4 887
Passifs financiers relatifs aux "Phantom Units" liés à l'acquisition de AllPure	11 517	-6 931	-429	834	4 991
Total des passifs financiers liés aux opérations de financement	211 127	292 537	-2 358	136 861	638 167

7. Périmètre de consolidation

Les états financiers 2020 des filiales suivantes :

- Distribio GmbH, Allemagne

- Beit Hamek Import and Marketing Agricultural Cooperative Society Ltd, Israël,

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 nouvelles entités suivantes sont incluses dans le périmètre de consolidation au 31 décembre 2020:

- Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd., Royston, Royaume-Uni
- Sartorius Stedim Chromatography S.A.S., Cergy, France
- BIA Separations Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Ajdovščina, Slovenie
- WaterSep BioSeparations LLC, Massachusetts, Etats-Unis

Les entités BI Shanghai Co. Ltd., Shnanghai, Chine, Biological Industries Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong-Kong et Biological Industries USA Inc., Cromwell, Connecticut ont rejoint le groupe dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd. en décembre 2019. Suite à la finalisation de la répartition du prix d'achat en 2020, les entités ont été incluses dans le périmètre de consolidation à partir du 15 décembre 2019. L'investissement dans Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd. a été augmenté de 20% pour atteindre un peu plus de 70% en décembre 2020 (voir note 22). En décembre 2020, les actions de BI Shanghai Co. Ltd. ont été vendues et l'entité a été déconsolidée. Les participations ne donnant pas le contrôle dans Biological Industries USA Inc. ont été acquises en 2020. L'entité a été fusionnée dans Sartorius Stedim North America Inc. en novembre 2020.

Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd. et Sartorius Stedim Chromatography Resins SAS ont été créés pour l'acquisition d'actifs sélectionnés de Danaher Corporation et les actifs ont été achetés le 30 avril 2020. Les actions de BIA Separations ont été acquises le 2 novembre 2020. Les actions de WaterSep BioSeparations LLC ont été acquises le 9 décembre 2020.

Merci de se référer à la note 8 pour plus de détails sur l'acquisition des actifs de Danaher et sur les acquisitions de Biological Industries, BIA Separations et WaterSep BioSeparations LLC.

Les entités immatérielles TAP ESOP Management Ltd., Royston, Royaume-Uni, TAP Biosystems (PHC) Ltd., Royston, Royaume-Uni et TAP Biosystems Ltd., Royston, Royaume-Uni ont été liquidées en 2020.

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 Nordic 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, Ulm, 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
Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd., Royston, Royaume-Uni	100
TAP Biosystems Group 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 Chromatography Resins S.A.S., Cergy, France	100
Sartorius Stedim Aseptics S.A.S., Lourdes, France	100
Sartorius Stedim Ireland Ltd., Dublin, Irlande	100
Sartorius Israel Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israël ¹	51
Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israël	70
Sartorius Stedim Italy S.r.l., 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
LLC Sartorius Stedim RUS, St. Petersburg, Russie	100
Sartorius Stedim Data Analytics AB, Umeå, Suède	100
Sartorius Stedim Switzerland AG, Tagelswangen, Suisse	100
BIA Separations Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Ajdovščina, Slovénie	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., Dover, Delaware, États-Unis	100
WaterSep BioSeparations LLC, Boston, Massachusetts, 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
Sartonets Taiwan Inc., New Taipei City, Taiwan	100

¹ Sartorius Israël Ltd. est une entreprise associée du groupe qui est comptabilisée pour des raisons de matérialité. A l'exception de Sartorius Israël Ltd, 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

Acquisition de la société Biological Industries en 2019

Le 15 décembre 2019, le groupe a acquis un peu plus de 50 % des actions du développeur et fabricant israélien de milieux de culture cellulaire Biological Industries. Dans le cadre de cette opération, le groupe a obtenu un contrôle basé sur des accords contractuels.

Biological Industries se concentre sur les milieux de culture cellulaire, en particulier ceux liés à la thérapie cellulaire et génique, la médecine régénérative et d'autres thérapies avancées. Fondée en 1981, la société employait environ 130 personnes à son siège social à la date d'acquisition, principalement à son site de R&D et de fabrication près de Haïfa, en Israël, et dans des points de vente aux États-Unis, en Europe et en Chine.

La détermination des justes valeurs à la date d'acquisition des actifs acquis et des passifs repris a été réalisée en 2020. Les participations ne donnant pas le contrôle sont évaluées à leur quote-part de l'actif net. Le tableau suivant présente les évaluations préliminaires et finales :

	Valeur d'acquisition à la date d'acquisition en milliers €	Répartition définitive du prix d'acquisition en milliers €
Immobilisations incorporelles	0	28 451
Immobilisations corporelles	5 201	8 527
Stocks	4 982	5 883
Créances clients	5 121	4 547
Autres actifs	8 323	7 828
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 209	3 734
Impôts différés - montant net	0	-7 731
Emprunts financiers	-345	-3 587
Autres passifs	-6 637	-6 133
Actif net acquis	19 855	41 520
Participations ne donnant pas le contrôle (50 %)	9 927	21 292
Prix d'acquisition	47 571	49 332
Goodwill	37 644	29 104

Le prix d'achat des actions acquises est d'environ 49,3 millions d'euros et a été entièrement payé en numéraire à l'exception d'un passif s'élevant à 2,2 millions d'euros. Les coûts liés à l'acquisition directement attribuables se sont élevés à 0,3 million d'euros et ont été comptabilisés en autres charges en 2019. Le goodwill résultant n'est pas déductible fiscalement. Les immobilisations incorporelles comptabilisées séparément concernent principalement les technologies et la relation client. La participation dans Sartorius Israel Ltd. d'une juste valeur de 6,9 millions d'euros est classée comme entreprise associée et incluse dans les autres actifs du tableau ci-dessus.

En plus d'être attribuable à des synergies, par exemple celles réalisées par l'accès de l'entreprise acquise au réseau mondial de vente et de distribution du groupe, le goodwill résultant reflète l'expansion de l'offre de produits du groupe vers les clients biopharmaceutiques ainsi que les actifs incorporels qui ne sont pas comptabilisés séparément, tels que les effectifs acquis.

Acquisition de certains actifs des sciences de la vie de Danaher

Le 30 avril 2020, le groupe a finalisé l'acquisition de certaines activités des sciences de la vie de Danaher Corporation dans le cadre d'une transaction plus large entre Danaher et le groupe Sartorius, principal

actionnaire de Sartorius Stedim Biotech. Les actifs et passifs liés aux activités ont été acquis via des opérations d'actifs.

Au cours de la transaction, Sartorius Stedim Biotech a absorbé au total environ 100 personnes sur les sites de Portsmouth au Royaume-Uni, de Cergy en France, d'Ann Arbor, Michigan aux États-Unis et d'Hopkinton, Massachusetts aux États-Unis dans ses effectifs.

L'activité acquise par Sartorius Stedim Biotech a généré un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de dollars en 2019, un résultat légèrement positif et couvre diverses technologies de biotraitement, complémentaires du portefeuille de produits du groupe. L'offre élargie de la société à la suite de l'acquisition aidera les clients de manière encore plus complète dans la production sûre et efficace de ces produits pharmaceutiques. Sartorius Stedim Biotech améliore ainsi sa position dans les domaines clés de la fabrication de médicaments biotechnologiques.

Avec l'acquisition de l'activité systèmes de chromatographie et résines, Sartorius Stedim Biotech élargit son portefeuille dans le domaine du traitement en aval. Cette activité aborde une étape essentielle de la purification des produits biopharmaceutiques et englobe les équipements, colonnes et résines réutilisables et à usage unique. En outre, des groupes de produits sélectionnés dans les domaines des systèmes de filtration à flux tangentiel en acier inoxydable à fibres creuses et à usage unique et des kits de débit à usage unique ont été acquis.

Le prix d'achat d'environ 216,2 millions d'euros a été entièrement payé en numéraire. Des charges de 3,1 millions d'euros directement attribuables à l'acquisition ont été comptabilisées en autres charges en résultat.

La répartition du prix d'achat est la suivante:

	Répartition définitive du prix d'acquisition en milliers €
Immobilisations incorporelles	137 985
Immobilisations corporelles	6 831
Stocks	36 228
Créances clients	3 743
Autres actifs	2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0
Impôts différés - montant net	-1 232
Provisions	-2 387
Emprunts financiers	- 616
Autres passifs	-9 566
Actif net acquis	170 989
Prix d'acquisition	216 220
Goodwill	45 231

Le goodwill résultant de l'acquisition devrait représenter l'élargissement de l'offre de produits pour les clients biopharmaceutiques, les synergies et les actifs incorporels qui ne sont pas reconnus séparément comme le savoir-faire de la main-d'œuvre. En raison de la structure de la transaction, le groupe s'attend à ce que le goodwill d'un montant de 28 millions d'euros sera déductible fiscalement. Les immobilisations incorporelles

comptabilisées séparément sont principalement des immobilisations incorporelles technologiques et liées à la clientèle.

Depuis la date d'acquisition, la nouvelle activité a contribué pour environ 52,3 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe et pour un montant légèrement positif au résultat du groupe (hors coûts de transaction et d'intégration). Si l'opération avait eu lieu au 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires aurait été sur 12 mois de l'ordre de 80 millions d'euros et le résultat légèrement positif (estimé pro-rata).

Acquisition de BIA Separations

Le 2 novembre 2020, le groupe a acquis 100 % des parts du spécialiste slovène de purification BIA Separations Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. («BIA Separations»). BIA Separations emploie actuellement environ 120 personnes en son siège à Ajdovščina, en Slovénie.

La société développe et fabrique des produits leaders sur le marché pour la purification et l'analyse de grandes biomolécules, telles que les virus, les plasmides et l'ARN messenger, qui sont utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et d'autres thérapies avancées. Il est donc complémentaire du portefeuille de produits existant du groupe. La technologie de BIA pour la purification à l'échelle de la fabrication est déjà utilisée dans la production des premiers produits thérapeutiques avancés commercialisés. La société a également une forte présence auprès de ces nouveaux candidats-médicaments dans le pipeline clinique.

En raison de la courte période entre la date d'acquisition et la date de clôture et des incertitudes concernant l'évaluation des immobilisations incorporelles et de la contrepartie conditionnelle, la détermination des justes valeurs à la date d'acquisition des actifs acquis et des passifs repris ainsi que la contrepartie transférée n'est pas encore terminée. Par conséquent, la répartition du prix d'achat est préliminaire et basée sur les connaissances actuelles de la direction. Les évaluations suivantes ont été prises en compte:

	Valeur d'acquisition à la date d'acquisition en milliers €
Immobilisations incorporelles	308 014
Immobilisations corporelles	13 834
Stocks	3 317
Créances clients	1 696
Autres actifs	679
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 176
Impôts différés - montant net	- 58 100
Provisions	- 2 744
Emprunts financiers	- 1 841
Autres passifs	- 5 489
Actif net acquis	261 542
Prix d'acquisition	366 891
Obligation additionnelle	285 530
Goodwill	390 879

Le principal actif inclus dans les autres actifs incorporels est la technologie de BIA Separations pour la purification à l'échelle de la fabrication. En plus de cela, le groupe a acquis d'autres actifs incorporels tels que la relation client et les marques.

La contrepartie transférée comprend un paiement de 234,2 millions d'euros en numéraire et 405 887 actions de la société mère du groupe Sartorius Stedim Biotech SA qui ont été transférées à la date d'acquisition par la société mère ultime du groupe, Sartorius AG, aux anciens propriétaires de BIA Separations. La juste valeur de ces actions est évaluée à 132,7 millions d'euros à la date d'acquisition. En outre, le groupe et les anciens propriétaires de BIA Separations se sont accordés sur trois tranches de compléments de prix basés sur la performance des ventes de BIA Separations au cours des cinq prochains exercices. En fonction de l'évolution des ventes, les vendeurs ont le droit de recevoir des actions supplémentaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. Ce complément de prix conditionnel est classé comme passif financier et évalué à la juste valeur par résultat à chaque date de clôture. A la date d'acquisition, la composante contrepartie conditionnelle a été valorisée pour un montant de 285,5 millions d'euros. Cette estimation reflète l'évolution future prévue des ventes et le nombre présumé d'actions à transférer ainsi que la valeur actuelle des cours futurs attendus des actions aux dates de règlement prévues. La limite inférieure de la courbe des résultats possibles de la contrepartie conditionnelle est égale à zéro, tandis que la limite supérieure ne peut être quantifiée en raison du règlement en actions.

A la date de clôture du 31 décembre 2020, la juste valeur du passif de contrepartie conditionnelle a été évaluée à 253,9 millions d'euros. Ce changement reflète principalement la variation du cours de l'action de Sartorius Stedim Biotech S.A. pendant la période allant de la date d'acquisition au 31 décembre 2020. Par ailleurs, les taux d'actualisation appliqués pour calculer la valeur actuelle de l'obligation future ont été ajustés pour refléter les taux du marché au 31 décembre 2020. La différence entre la valorisation à la date d'acquisition et la date de reporting s'élevant à environ 31,6 millions d'euros a été comptabilisée dans le résultat financier. L'éventail des résultats possibles de la contrepartie conditionnelle n'ont pas changé depuis la date d'acquisition.

Les principaux paramètres retenus pour l'évaluation du passif financier sont les prévisions de chiffre d'affaires pour les cinq prochaines années ainsi que le cours de l'action de Sartorius Stedim Biotech S.A. aux dates d'évaluation respectives. Les résultats de l'évaluation sont moins sensibles aux changements et plus réalistes que d'autres paramètres d'évaluation comme par exemple les taux d'actualisation appliqués. En supposant une augmentation (une baisse) du chiffre d'affaires de 10% au cours de chacune des cinq années de la période du plan, le passif à déclarer à la date de reporting augmenterait d'environ 29 millions d'euros (diminution d'environ 24 millions d'euros). Si le cours de l'action de Sartorius Stedim Biotech S.A. avait été supérieur (inférieur) de 10% à la date de clôture, le passif aurait été supérieur de 25 millions d'euros (inférieur de 25 millions d'euros). Les résultats futurs réels peuvent différer de ces sensibilités qui sont déterminées en ne modifiant que le paramètre clé de valorisation retenu de manière isolée.

Les charges de 3,6 millions d'euros directement attribuables à l'acquisition ont été comptabilisées en autres charges en résultat. Le goodwill qui en résulte représente des synergies telles que celles résultant de l'accès de BIA Separations au réseau mondial de vente et de distribution du groupe, de l'accroissement du portefeuille de produits du groupe et des immobilisations incorporelles qui ne sont pas comptabilisées séparément, par exemple le savoir-faire de la main-d'œuvre qualifiée. Le goodwill ne devrait pas être déductible fiscalement.

En raison de la courte période entre la date de la comptabilisation initiale et la date de clôture, BIA Separations n'a pas contribué de manière significative au chiffre d'affaires et aux résultats du groupe pour la période de reporting 2020, à l'exception du gain d'évaluation lié à la contrepartie conditionnelle décrite ci-dessus. Si l'opération avait eu lieu au 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires aurait été sur 12 mois de l'ordre de 22 millions d'euros et il n'y aurait pas eu d'impact significatif au résultat en raison des effets de la répartition préliminaire du prix d'achat. En outre, il n'y aurait aucun impact significatif sur les différents postes du compte de résultat.

Acquisition de WaterSep BioSeparations LLC

Le 9 décembre 2020, le groupe a acquis 100% des actions de l'entité américaine WaterSep BioSeparations LLC. L'entreprise emploie environ 15 personnes à Marlborough, Massachusetts aux États-Unis. WaterSep BioSeparations développe, fabrique et commercialise des dispositifs à membrane avec fibres creuses et des assemblages pré-stérilisés pour les applications biopharmaceutiques en amont et en aval. Cette acquisition

complète notre offre actuelle pour les applications de thérapie cellulaire et génique, la récolte de cellules et diverses solutions de biotraitement intensifié. En raison de la courte période entre la date de la clôture du regroupement d'entreprises et l'établissement des comptes consolidés, la totalité de la différence entre la contrepartie transférée et les actifs nets acquis avant leur évaluation à la juste valeur est provisoirement présentée en goodwill. Il est prévu que les actifs incorporels individuels tels que les actifs incorporels liés à la technologie et à la relation client seront identifiés lors de la répartition du prix d'acquisition.

	Valeur d'acquisition à la date d'acquisition en milliers €
Immobilisations incorporelles	3
Immobilisations corporelles	236
Stocks	362
Créances clients	362
Autres actifs	85
Trésorerie et équivalents de trésorerie	111
Emprunts financiers	-2
Autres passifs	-66
Actif net acquis	1091
Prix d'acquisition	22518
Obligation additionnelle	4887
Goodwill	26313

Le prix d'achat s'élève à 27,4 millions d'euros dont 22,5 millions d'euros ont été payés en numéraire. Les parties ont, en outre, convenu d'un complément de prix qui dépend du chiffre d'affaires futur dans les années 2021 à 2023 et est dû en 2024. Jusqu'au règlement de cette contrepartie conditionnelle, l'accord est classé comme un passif financier et est évalué à la juste valeur par résultat à chaque date de reporting. Sur une base provisoire, la contrepartie conditionnelle a été évaluée à une juste valeur de 4,9 millions d'euros à la date d'acquisition. La limite inférieure de la courbe des résultats possibles de la contrepartie conditionnelle est zéro, la limite supérieure est de 9 millions de dollars. La contrepartie conditionnelle n'a pas été ajustée de manière significative à la date de reporting car aucun changement pertinent n'a été observé. Les charges de 0,3 millions d'euros directement attribuables à l'acquisition ont été comptabilisées en autres charges en résultat. Le goodwill qui en résulte représente des synergies telles que celles découlant de l'accès de WaterSep BioSeparations au réseau mondial de vente et de distribution du groupe, de l'accroissement du portefeuille de produits du groupe et des actifs incorporels qui ne sont pas comptabilisés séparément, par exemple le savoir-faire de la main-d'œuvre qualifiée. Le goodwill devrait être déductible fiscalement. En raison de la courte période écoulée depuis la consolidation initiale, WaterSep BioSeparations n'a pas contribué de manière significative au chiffre d'affaires et aux résultats du groupe pour la période de référence 2020. Si l'opération avait eu lieu au 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires aurait été sur 12 mois de l'ordre de 2 millions d'euros.

Effets de ces acquisitions si elles avaient été réalisées au 1er janvier 2020

L'estimation de l'impact sur les chiffres annuels du groupe en se basant sur le fait que les acquisitions réalisées en 2020 auraient toutes eu lieu au 1er janvier 2020 est particulièrement difficile pour la période audité. La structure transactionnelle de l'acquisition des actifs Life Science de Danaher ainsi que les conséquences découlant de la crise pandémique COVID-19 rendent une telle évaluation difficile. Dans ces limites, le chiffre d'affaires annuel hypothétique du groupe aurait été estimé à environ 1 959,1 millions d'euros sans impact significatif sur la marge opérationnelle du groupe.

Notes annexes au compte de résultat

9. Chiffre d'affaires

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. Les revenus des contrats avec les clients selon la norme IFRS 15 sont ventilés par zones géographiques (voir la note 5 - Secteurs opérationnels).

Le groupe produit et vend des instruments et consommables pour les clients du segment Biopharma. 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). Par ailleurs, 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 2020, le groupe avait un passif de remboursement de 8 011 milliers d'euros résultant d'accords d'intéressement avec des clients (2019: 4 740 milliers d'euros).

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 1 136,6 millions d'euros (2019 : 606,9 millions d'euros). Le groupe s'attend à ce que ces obligations de performance non satisfaites soient en grande partie satisfaites en 2021.

Il n'y a pas eu de changements significatifs de la valeur comptable des passifs et actifs contractuels au cours de la période considérée. Un chiffre d'affaires de 68 458 milliers d'euros a été comptabilisé au cours de la

période de reporting et inclus dans le solde du passif des contrats au début de la période de reporting (2019: 41182milliers d'euros).

Les soldes des créances clients et des actifs contractuels sont présentés à la note 28. Pour plus de détails sur les dépréciations des créances clients et des actifs contractuels comptabilisés au cours de la période considérée, merci de se référer à la note 39. Le tableau suivant présente les soldes des passifs contractuels du groupe.

	Item dans l'état de la situation financière	Valeur comptable au 31 décembre 2020	Valeur comptable au 31 déc. 2019
		en milliers €	en milliers €
Revenus différés	Autres passifs	24 516	14 138
Avances et acomptes sur commandes	Dettes fournisseurs	132 239	80 574
Passifs contractuels (total)		156 755	94 712

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 :

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Achats consommés	375 095	284 819
Autres coûts liés aux achats	97 189	68 305
Total	472 284	353 124

Frais de personnel

Ce poste peut être ventilé comme suit :

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Salaires	392 838	315 649
Charges sociales	84 047	70 020
Charges de retraite et charges relatives aux indemnités de départ à la retraite	9 435	7 527
Total	486 320	393 195

11. Autres produits et charges opérationnels

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Gains de change	22 734	7 649
Produits liés aux reprises de dépréciation clients	2 353	982
Reprise sur provisions consommées	784	601
Subventions	2 021	1 005
Autres produits	2 014	5 390
Total des autres produits	29 905	15 627
Pertes de change	-21 805	-7 641
Coûts de réorganisation	-31 972	-16 813
Charges liées aux dotations pour dépréciation clients	-5 391	-3 662
Autres charges	-25 669	-7 860
Total des autres charges	-84 837	-35 975
Total autres produits et charges opérationnels	-54 931	-20 348

Cette catégorie comprend les produits liés aux subventions, notamment les subventions couvrant des dépenses (essentiellement liées aux projets de recherche et de développement). Les gains de change en 2020 comprennent un montant de 6,5 millions d'euros au titre du reclassement d'éléments des capitaux propres en résultat (voir note 36).

Les éléments non-récurrents nets (coût de réorganisation) s'élèvent à -32,0 millions nets (-16,8 millions d'euros en 2019). Les dépenses relatives à des éléments non-récurrents correspondent en grande partie à des dépenses ponctuelles liées aux projets stratégiques du groupe et aux éléments liés aux acquisitions précédemment mentionnées.

12. Résultat financier

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Produits financiers	509	336
- dont montants avec les autres sociétés du groupe	317	213
Produits sur instruments financiers dérivés	6163	2126
Autres produits financiers	42186	4405
Produits financiers	48857	6867
Charges d'intérêts	-6509	-3864
- dont montants avec les autres sociétés du groupe	-2832	-1091
Charges sur instruments financiers dérivés	-6254	-589
Charges d'intérêts sur retraites	-310	-747
Autres charges financières	-24962	-16090
Charges financières	-38034	-21290
Total	10823	-14423

Les autres produits et charges financiers comprennent principalement les gains (pertes) de change liés à la trésorerie et aux emprunts libellés en devises. En 2020, ce poste inclut également le produit de 31,6 millions d'euros résultant de la réévaluation de la contrepartie conditionnelle liée à l'acquisition de BIA Separations (voir note 8). Par ailleurs, au cours de la période précédente, une augmentation du passif lié aux unités « phantom » relatifs à All Pure a été constaté pour un montant approximatif de 2,5 millions d'euros (voir la note 31). Les intérêts des sociétés affiliées sont liés au prêt consenti par la maisonmère du groupe, Sartorius AG (voir aussi chapitre 42).

13. Charge d'impôt

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Impôts courants	-140092	-83417
Impôts différés	17978	2034
Total	-122114	-81383

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 31,33% 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% (26% en 2019). Le tableau suivant présente la différence entre la charge d'impôt théorique et la charge d'impôt constatée pour l'exercice concerné.

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Taux d'imposition attendu	26 %	26 %
Charge d'impôt estimée	-125 484	-82 529
Différence avec le taux d'imposition moyen du groupe	8 804	9 654
Différences permanentes	-8 350	-6 415
Produit non imposable et autres exonérations	12 673	3 430
Pertes fiscales non reconnues et différences temporelles déductibles	-266	-1 641
Impôts relatifs aux exercices précédents	-8 616	-3 096
Retenue à la source et autres impôts équivalents	-1 413	-321
Autres	538	-465
Total	-122 114	-81 383
Taux d'imposition effectif	-25,3 %	-25,6 %

14. Ventilation par nature du résultat opérationnel

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Chiffre d'affaires	1 910 081	1 440 570
Achats consommés	-375 095	-284 819
Autres coûts liés aux achats	-97 189	-68 305
Frais de personnel	-486 320	-393 195
Amortissement et dépréciation	-102 282	-73 368
Autres coûts opérationnels	-377 388	-289 041
Sous-total	-1 438 274	-1 108 728
EBIT (Résultat opérationnel)	471 807	331 842
Résultat financier	10 823	-14 423
Impôt sur le résultat	-122 114	-81 383
Participations ne donnant pas le contrôle	-2 666	-1 535
Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle	357 849	234 501

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.

	2020	2019
Résultat net après impôts (en milliers €)	360 516	236 036
Résultat net part du groupe après impôts (en milliers €)	357 849	234 501
Résultat par action (€)	3,88	2,54
Résultat net dilué par action (€)	3,88	2,54
Nombre de titres (statutaire)	92 180 190	92 180 190
Titres auto-détenus	-1 093	-3 225
Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour calcul du résultat par action	92 179 097	92 176 965
Nombre d'actions total utilisé pour calcul du résultat dilué par action	92 179 097	92 176 965

Notes annexes à l'état de la situation financière

16. Goodwill et autres immobilisations incorporelles

Goodwill

en milliers €		Goodwill
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2019		384 695
Écarts de conversion		1 285
Regroupement d'entreprises		32 348
Valeurs brutes au 31 déc. 2019		418 328
Pertes liées aux « impairment tests	au 1^{er} jan. 2019	0
Écarts de conversion		0
Pertes liées aux « impairment tests »		0
Pertes liées aux « impairment tests	au 31 déc. 2019	0
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2019		418 328
en milliers €		Goodwill
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2020		418 328
Écarts de conversion		- 5 591
Regroupement d'entreprises		462 425
Valeurs brutes au 31 déc. 2020		875 162
Pertes liées aux « impairment tests	au 1^{er} jan. 2020	0
Écarts de conversion		0
Pertes liées aux « impairment tests »		0
Pertes liées aux « impairment tests	au 31 déc. 2020	0
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2020		875 162

Le poste goodwill (875 162 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 2020 concerne les acquisitions des sociétés BIA Separations, WaterSep BioSeparations et celle des actifs Life Science de Danaher (voir note 8). Les variations de la période précédente résultaient des acquisitions de Biological Industries et Sartonets Taiwan.

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 2019, le test de dépréciation réalisé pour 2020 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 2024. 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.

	2020		2019	
	Avant impôt	Après impôt	Avant impôt	Après impôt
Biopharma	7,7%	6,3%	9,0%	7,3%

En 2020, 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 » :

	2020	2019
Taux d'actualisation	30,2%	24,4%
Taux de croissance	-84,6%	-45,7%
Flux de trésorerie	-90,0%	-78,9%

Immobilisations incorporelles

en milliers €	Concessions, droits de propriété indus. et droits similaires, licences, etc.	Marque	Relation clients	Coûts de développement capitalisés	Acomptes	Total
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2019	99 094	11 874	123 669	107 622	55	342 313
Écarts de conversion	1 018	1	847	755	0	2 622
Regroupement d'entreprises	11 606	2 295	16 550	0	0	30 451
Acquisitions	382	0	0	25 868	0	26 250
Cessions	-176	0	0	0	-20	-195
Transfert de compte à compte	43	0	0	0	-36	7
Valeurs brutes au 31 déc. 2019	111 966	14 171	141 066	134 244	0	401 447
Cumul des dépréciat. amortiss. au 1^{er} janv. 2019	-37 575	-311	-85 724	-41 210	0	-164 821
Écarts de conversion	-774	-8	-569	-186	0	-1 537
Dépréciations amortissements	-9 018	-79	-8 571	-9 059	0	-26 727
Reprises sur cessions	164	0	0	0	0	164
Transfert de compte à compte	-33	0	0	-4	0	-38
Cumul des dépréciat. amortiss. au 31 déc. 2019	-47 237	-399	-94 865	-50 459	0	-192 959
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2019	64 730	13 772	46 201	83 785	0	208 488

en milliers €	Concessions, droits de propriété indus. et droits similaires, licences, etc.	Marque	Relation clients	Coûts de développement capitalisés	Acomptes	Total
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2020	111966	14171	141066	134244	0	401447
Écarts de conversion	-5319	-20	-4351	-1170	0	-10860
Regroupement d'entreprises	377963	688	64331	3020	0	446002
Acquisitions	1796	0	938	29660	0	32395
Cessions	-2	0	0	0	0	-2
Transfert de compte à compte	43	0	0	532	0	575
Valeurs brutes au 31 déc. 2020	486448	14839	201983	166287	0	869557
Cumul des dépréciat. amortiss. au 1^{er} janv. 2020	-47237	-399	-94865	-50459	0	-192959
Écarts de conversion	805	8	1198	249	0	2260
Dépréciations amortissements	-16459	-247	-13595	-15034	0	-45335
Reprises sur cessions	2	0	0	0	0	2
Transfert de compte à compte	-3	0	0	0	0	-3
Cumul des dépréciat. amortiss. au 31 déc. 2020	-62892	-637	-107262	-65245	0	-236036
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2020	423556	14202	94721	101042	0	633521

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 10 ans
Frais de recherche et développement capitalisés	4 à 6 ans
Relations client et technologies	5 à 20 ans
Marque	De 2 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 et intégrée au sein de la société mère Sartorius Stedim Biotech S.A 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 2020, un total de 29 660 milliers d'euros de coûts de développement a été comptabilisé en immobilisations (25 868 milliers d'euros en 2019).

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 ».

En 2020, aucune perte de valeur n'a été comptabilisée. Le montant des pertes de valeur de 2,9 millions en 2019 concerne principalement les frais de développement capitalisés.

17. Immobilisations corporelles

en milliers €	Terrains, constructions et agencements des constructions	Installations techniques, matériels et outillages	Autres immobilisations corporelles	Immobilisations en cours	Total
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2019	179 937	177 387	88 844	180 718	626 887
Écarts de conversion	1 138	1 372	412	2 321	5 243
Regroupement d'entreprises	3 020	1 493	501	0	5 014
Acquisitions	36 651	22 092	16 475	28 006	103 224
Cessions	1 003	-3 794	-2 149	-24	-4 964
Transferts de compte à compte	106 767	13 488	10 717	-130 979	-7
Valeurs brutes au 31 déc. 2019	328 517	212 039	114 800	80 042	735 398
Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2019	-58 128	-94 540	-52 838	1	-205 505
Écarts de conversion	-405	-739	-273	1	-1 417
Amortissement	-10 199	-14 912	-10 697	-167	-35 975
Reprises sur cessions	-1 008	3 728	1 842	0	4 562
Transferts de compte à compte	-141	1 633	-1 454	0	38
Cumul des amortissements au 31 déc. 2019	-69 881	-104 830	-63 420	-165	-238 297
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2019	258 636	107 208	51 381	79 877	497 100
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2019 de l'actif relatif au droit d'utilisation	46 782	1 958	4 123	0	52 864
Total des immobilisations corporelles au 31 déc. 2019	305 418	109 166	55 504	79 877	549 965

	Terrains, constructions et agencements des constructions	Installations techniques, matériels et outillages	Autres immobilisations corporelles	Immobilisations en cours	Total
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2020	328 517	212 039	114 800	80 042	735 397
Écarts de conversion	- 8768	- 6609	- 1758	- 4245	- 21379
Regroupement d'entreprises	5645	5034	624	8982	20285
Acquisitions	20306	20736	16350	76380	133771
Cessions	- 544	- 1985	- 3162	564	- 5127
Transferts de compte à compte	6493	20577	8274	- 36052	- 708
Valeurs brutes au 31 déc. 2020	351 648	249 792	135 128	125 672	862 239
Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2020	- 69 881	- 104 830	- 63 420	- 165	- 238 297
Écarts de conversion	1306	2515	1147	3	4971
Amortissement	- 13 691	- 17 775	- 12 980	0	- 44 446
Reprises sur cessions	424	1620	2687	0	4731
Transferts de compte à compte	- 296	- 12	294	164	149
Cumul des amortissements au 31 déc. 2020	- 82 138	- 118 482	- 72 272	1	- 272 891
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2020	269 509	131 310	62 856	125 673	589 348
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2020 de l'actif relatif au droit d'utilisation	49 193	1 172	4 237	0	54 601
Total des immobilisations corporelles au 31 déc. 2020	318 702	132 482	67 092	125 673	643 950

La rubrique « Immobilisations corporelles » de l'état de la situation financière comprend les actifs liés aux droits d'utilisation selon IFRS 16 (voir note 18). 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 2020, comme pour l'exercice 2019, aucune dépréciation significative n'a été comptabilisée pour les immobilisations incorporelles et corporelles.

18. Contrats de location

Depuis l'année 2019, le groupe applique la norme IFRS 16 – Contrats de location pour la comptabilisation des 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. Pour la structure de financement du groupe, les baux ne sont pas très pertinents. Les principales considérations relatives aux baux sont donc généralement d'ordre pratique, par exemple en ce qui concerne la gestion du matériel informatique ou la gestion du parc automobile. En conséquence, les locations de matériel informatique et de voitures représentent la majeure partie des contrats de location du groupe. La durée des baux est généralement fixe et s'étend généralement sur 3 à 5 ans. Cependant, les contrats de location du groupe dans les-queles le bailleur est une partie liée qui est une entité contrôlée par la société mère finale, Sartorius AG, sont généralement de nature court terme offrant aux deux parties contractantes une flexibilité opérationnelle. Par ailleurs, sur certains sites, le groupe dispose de baux immobiliers à long terme. Les contrats de location sont gérés par la direction locale et peuvent contenir des options d'extension qui sont incluses dans la durée du contrat de location selon IFRS 16 lorsque le groupe est raisonnablement certain que l'option sera exercée. Le groupe n'agit pas en tant que bailleur dans une mesure significative.

La norme IFRS 16 introduit un modèle comptable normalisé selon lequel les contrats de location doivent généralement être comptabilisés au bilan du preneur. Un locataire reconnaît un droit d'utilisation représentant son droit d'utiliser un bien de location, ainsi qu'un passif résultant de la location, ce qui représente son obligation d'effectuer des paiements de location. Il existe des exemptions pour les baux à court terme et les baux d'actifs de faible valeur.

Le groupe utilise les exonérations pour les baux à court terme et les baux d'actifs de faible valeur et comptabilise les loyers correspondants en charges de manière générale sur une base linéaire sur la durée du bail en question. En conséquence, aucun droit d'utilisation et aucun passif au titre de contrats de location ne sont comptabilisés pour ces contrats de location. En outre, aucun droit d'utilisation et aucun passif ne sont comptabilisés pour les locations entre entités du groupe. Enfin, le groupe n'applique pas la norme aux contrats de location d'immobilisations incorporelles.

Dans l'état de la situation financière, le groupe présente l'actif du droit d'utilisation en fonction de la nature de l'actif du contrat de location sous-jacent dans la rubrique « Immobilisations corporelles ». Les actifs liés aux droits d'utilisation sont comptabilisés à leur coût déduction faite de l'amortissement cumulé et des éventuelles pertes de valeur. Le coût des actifs liés au droit d'utilisation comprend la valeur actuelle des paiements des loyers futurs, tous les paiements versés au début ou avant le commencement du bail, les éventuels coûts directs initiaux ainsi que les coûts de démantèlement ou de retrait de l'actif du contrat de location. Les actifs bénéficiant du droit d'utilisation sont généralement amortis sur la durée du contrat de bail. Si le transfert de propriété légale du bien loué est prévu à la fin de la durée du contrat de bail, le droit d'utilisation est déprécié sur la durée de vie économique du bien loué. Dans l'état du résultat, la dépréciation est comptabilisée dans les coûts opérationnels.

Les passifs liés aux contrats de location sont présentés séparément dans l'état de la situation financière. Les passifs au titre des contrats de location sont initialement comptabilisés à un montant égal à la valeur actualisée des paiements futurs au titre de la location. En règle générale, le taux d'emprunt marginal du groupe est utilisé pour l'actualisation. Aucun ajustement spécifique à l'actif n'est effectué sur ce taux d'intérêt car cela n'est pas pertinent pour le financement du groupe à l'heure actuelle. Par la suite, la valeur comptable des obligations locatives est augmentée des intérêts débiteurs et réduite des paiements locatifs. Les intérêts débiteurs sont comptabilisés dans le résultat financier et, dans la mesure où ils sont payés, dans la section financement du tableau des flux de trésorerie.

Au 31 décembre 2020, les dettes de location s'élevaient à 58 millions d'euros (2019 : 55,1 millions d'euros). Les échéances des loyers futurs sont présentées à la section 38. La composition des actifs liés aux droits d'utilisation inclus dans les « Immobilisations corporelles » à la date de clôture et à la date de clôture précédente et les principaux changements de la période sont présentés dans le tableau ci-dessous :

en milliers €	Terrains, constructions et agencements des constructions	Installations techniques, matériels et outillages	Autres immobilisations corporelles	Total
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2019	47060	2078	3003	52142
Écarts de conversion	669	25	41	734
Regroupement d'entreprises	3661	0	245	3906
Acquisitions	8567	720	2732	12018
Cessions	-670	0	-177	-846
Transferts de compte à compte	0	0	0	0
Valeurs brutes au 31 déc. 2019	59287	2823	5845	67955
Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2019	-4939	0	-94	-5033
Écarts de conversion	-125	-7	-10	-142
Amortissement	-8110	-857	-1699	-10666
Reprises sur cessions	670	0	80	750
Transferts de compte à compte	0	0	0	0
Cumul des amortissements au 31 déc. 2019	-12505	-865	-1722	-15091
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2019	46782	1958	4123	52864

en milliers €	Terrains, constructions et agencements des constructions	Installations techniques, matériels et outillages	Autres immobilisations corporelles	Total
Valeurs brutes au 1^{er} janv. 2020	59287	2823	5845	67955
Écarts de conversion	-2224	-31	-92	-2347
Regroupement d'entreprises	616	0	0	616
Dotations	13051	64	2467	15582
Cessions	-562	-12	-317	-890
Transferts de compte à compte	0	0	-31	-31
Valeurs brutes au 31 déc. 2020	70168	2844	7872	80884
Cumul des amortissements au 1^{er} janv. 2020	-12505	-865	-1722	-15091
Écarts de conversion	532	17	43	592
Amortissement	-9557	-824	-2120	-12501
Reprises sur cessions	555	0	145	700
Transferts de compte à compte	0	0	18	18
Cumul des amortissements au 31 déc. 2020	-20975	-1672	-3636	-26283
Valeurs nettes comptables au 31 déc. 2020	49193	1172	4237	54601

Les charges d'intérêts présentées dans le résultat financier, le total des décaissements de trésorerie pour les baux existants et les charges qui ont été comptabilisées pour les baux à court terme et les baux d'actifs de faible valeur au cours de la période de clôture et de la clôture précédente sont présentés dans le tableau ci-dessous. Aucune

dépense importante n'a été comptabilisée au titre des paiements de location variables au cours de la période considérée.

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Charges d'intérêts pour les contrats de location	2180	2069
Frais de location d'actifs de faible valeur	1477	699
Coûts de location à court terme	1652	2614
Total des décaissements pour les contrats de location	16 522	15 644

19. Impôts différés

en milliers €	Impôts différés actifs		Impôts différés passifs	
	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Immobilisations incorporelles	0	0	102 858	46 419
Immobilisations corporelles	0	0	6 009	5 299
Stocks	14 922	11 542	0	0
Créances clients et autres actifs courants	1 701	697	0	0
Provisions	12 516	7 966	0	0
Passif	9 545	6 272	0	1 081
Montant brut	38 684	26 476	108 868	52 799
Déficits reportables	984	984	0	0
Impôt sur les bénéfices non distribués des filiales	0	0	1 900	1 400
Compensation	-12 187	-9 134	-12 187	-9 134
Montant net	27 481	18 326	98 581	45 065
Variation	9 156	3 501	-53 517	3 837
Reconnu en compte de résultat	10 253	3 450	7 702	291

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 10,6 millions d'euros (11,4 millions d'euros en 2019). Un impôt différé actif a été comptabilisé au titre de pertes pour un montant de 3,2 millions d'euros (0,0 million d'euros en 2019).

Les impôts différés actifs s'élèvent à un montant de 1,4 million d'euros (0,0 million d'euros en 2019) 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 1073 millions d'euros (815 millions d'euros en 2019) 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 2020, 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 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 €	2020	2019
Couvertures de flux de trésorerie	-2759	948
Réévaluation des actifs passifs au titre des régimes à prestations définies	918	2284
Total	-1841	3232

La variation des actifs et passifs d'impôts différés peut être rapprochée comme suit :

en milliers €	Impôts différés actifs	Impôts différés passifs
Solde au 1 ^{er} janv. 2019	14 490	39 150
Écarts de conversion	-107	92
Variation de périmètre	1	8 131
Comptabilisés dans le résultat net	1 822	-213
Comptabilisés en autres éléments du résultat global	1 136	-2 096
Solde au 31 déc. 2019	17 342	45 065

en milliers €	Impôts différés actifs	Impôts différés passifs
Solde au 1^{er} jan. 2020	17 342	45 065
Écarts de conversion	-480	-298
Variation de périmètre	0	59 332
Comptabilisés dans le résultat net	10 253	-7 725
Comptabilisés en autres éléments du résultat global	366	2 207
Solde au 31 déc. 2020	27 481	98 581

20. Stocks

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Matières premières et approvisionnements	124 152	81 368
En-cours de production	143 911	103 925
Produits finis	197 596	141 083
Acomptes	6 646	2 643
Total	472 305	329 019

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Valeur brute des stocks	499 164	345 785
Dépréciation des stocks	-26 858	-16 766
Valeur nette des stocks	472 305	329 019

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 2019 ni au 31 décembre 2020 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. 2020	31 déc. 2019
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 2020, comme suit : le paiement d'un dividende net de 0,68 € par action (2019: 0,34 €), c'est-à-dire un décaissement total de 62 681 786,00 euros en excluant les titres auto-détenus (en 2019, le montant versé était de 31 340 168,00 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 22 876 milliers d'euros se réfère aux filiales Sartorius Korea Biotech Co. Ltd et Biological Industries. Le pourcentage d'intérêt dans la société Sartorius Korea Biotech Co. Ltd est de 69%, les 31% restants font l'objet d'une option exerçable dans le futur. Le prix d'achat de cette participation ne donnant pas le contrôle est variable et dépend de la performance future de l'entité.

La participation du groupe dans Biological Industries a été augmentée au cours de l'exercice 2020 passant de 20% à un peu plus de 70%. En échange de la participation supplémentaire de 20% dans Biological Industries, le groupe a versé un montant d'environ 22,5 millions d'euros en numéraire aux actionnaires minoritaires. Le passif financier qui avait été comptabilisé au titre de l'option de vente correspondante de la participation ne donnant pas le contrôle s'élevant à 19,8 millions d'euros a été reclassé en résultat non distribué. L'impact sur la quote-part des participations ne donnant pas le contrôle et les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère est présenté dans l'état des variations des capitaux propres.

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Sartorius Korea Biotech Co. Ltd.		
Chiffre d'affaires	111 566	72 737
Résultat net	7 659	5 271
Total de l'actif	69 894	44 049
Résultat attribué	2 374	1 634

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 2020, la charge totale comptabilisée pour les entreprises restantes s'élève à 22 613 milliers d'euros (en 2019 : 22 830 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 -3 016 milliers d'euros (perte actuarielle de -7 906 milliers d'euros en 2019).

Un montant de 30 204 milliers d'euros concerne notamment les provisions pour retraite relatives aux plans de départ en retraite de notre personnel allemand. Ces provisions totalisaient 28 545 milliers d'euros en 2019. 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. 2020	31 déc. 2019
Taux d'actualisation	0,45	0,89
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. 2020	31 déc. 2019
Taux d'actualisation	0,50	0,70
Taux d'augmentation des salaires	2,00	2,00
Taux d'augmentation des pensions de retraite	2,00	2,00

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

en milliers €	2020	2019
Coût des services rendus	-2 264	-2 240
Coût des services passés	720	394
Charge nette d'intérêts	-296	-591
Composante du coût des prestations de retraite comptabilisées en résultat	-1 840	-2 437
Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus)	58	12
Réévaluation du régime	-3 074	-7 908
Composantes des coûts de prestations définies comptabilisés dans les autres éléments du résultat global	-3 016	-7 896
Total	-4 856	-10 334

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 :

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Valeur actuelle des obligations	63 822	57 861
Juste valeur (-)	-16 429	-13 739
Passif net	47 393	44 123

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

en milliers €	2020	2019
Valeur actuelle des obligations à l'ouverture	57 861	46 459
Coût des services rendus	2 264	2 240
Coût des services passés	-720	-394
Coût financier	413	747
Réévaluation du régime	3 079	7 906
Écarts de conversion	-129	438
Indemnités de départ à la retraite versées au cours de l'exercice	-1 883	-1 220
Cotisations des employés	449	357
Contributions aux plans des participants	1 949	1 286
Autres variations	538	42
Valeur actuelle des obligations à la clôture	63 822	57 861

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

en milliers €	2020	2019
Ajustements liés à l'expérience	1 477	626
Modifications liées aux hypothèses démographiques	171	-408
Modifications liées aux hypothèses financières	1 430	7 688
Total	3 079	7 906

Actif du régime :

en milliers €	2020	2019
Actif du régime au 1^{er} janv.	13 739	10 865
Revenu attendu	118	156
Rendement de l'actif du régime (intérêts exclus)	58	12
Réévaluation du régime	5	-2
Contribution du groupe & versements	-1 718	-946
Écarts de conversion	-105	283
Cotisations des employés	449	357
Cotisations des employeurs	1 935	1 729
Contributions aux plans des participants	1 949	1 286
Autres variations	0	0
Actif du régime au 31 déc.	16 429	13 739

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 5,7 million d'euros (3,6 million d'euros en 2019) auprès de 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) :

2019 :

en milliers €

Hypothèses démographiques		
Espérance de vie	+1 an	-1 an
Impact	2393	-2333
Hypothèses financières		
Taux d'actualisation	+100 bps	-100 bps
Impact	-7508	8671
Taux d'augmentation des salaires	+50 bps	-50 bps
Impact	2327	-2157
Taux d'augmentation des pensions de retraite	+25 bps	-25 bps
Impact	2242	-2139

2020 :

en milliers €

Hypothèses démographiques		
Espérance de vie	+1 an	-1 an
Impact	2629	-2562
Hypothèses financières		
Taux d'actualisation	+100 bps	-100 bps
Impact	-8124	9370
Taux d'augmentation des salaires	+50 bps	-50 bps
Impact	2685	-2303
Taux d'augmentation des pensions de retraite	+25 bps	-25 bps
Impact	2425	-2314

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 :

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
< 1 an	2 559	1 968
1 - 5 ans	9 686	9 000
6 - 10 ans	16 588	14 404
> 10 ans	88 789	86 825
Total	117 621	112 196

La durée moyenne pondérée des obligations des régimes à prestations définies est de 17,2 années (16,9 années en 2019).

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. 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

en milliers €	Paiements aux employés bénéficiant de plan de préretraite pour compensation de la réduction du temps de travail	Autres	Total
Solde au 1 ^{er} janv. 2019	1 873	1 004	2 877
Écarts de conversion	0	6	6
Consommation	- 953	- 48	- 1 001
Reprises	0	- 76	- 76
Dotations	945	589	1 534
Solde au 31 déc. 2019	1 865	1 475	3 340

en milliers €	Paiements aux employés bénéficiant de plan de préretraite pour compensation de la réduction du temps de travail	Autres	Total
Solde au 1 ^{er} janv. 2020	1 865	1 475	3 340
Variation de périmètre	0	2 744	2 744
Écarts de conversion	0	- 17	- 17
Consommation	- 938	- 89	- 1 027
Reprises	0	- 179	- 179
Dotations	1 232	396	1 628
Reclassement	0	0	0
Solde au 31 déc. 2020	2 159	4 329	6 488

Les autres provisions non courantes comprennent principalement des provisions relatives à des plans de préretraite partielle et à des primes d'ancienneté de présence. Ces engagements concernent principalement

les sociétés allemandes du groupe. Les régimes de préretraite partielle permettent à des employés de travailler à temps partiel pendant trois à cinq ans avant leur retraite officielle.

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

Les provisions non courantes sont constatées à leur valeur actuelle à la date de clôture. Le taux d'actualisation pour les salariés bénéficiant du plan de préretraite et pour les provisions pour ancienneté est de -0,3 % (0,0 % en 2019).

Provisions courantes

Au cours des exercices 2019 et 2020, les provisions courantes ont évolué comme suit :

en milliers €	Garanties	Autres	Total
Solde au 1 ^{er} janv. 2019	6364	5919	12283
Écarts de conversion	50	13	63
Consommation	-108	-1136	-1244
Reprises	-3101	-2873	-5974
Dotations	2072	3412	5484
Solde au 31 déc. 2019	5277	5335	10612

en milliers €	Garanties	Autres	Total
Solde au 1 ^{er} janv. 2020	5277	5335	10612
Variation de périmètre	474	1400	1874
Écarts de conversion	-90	-19	-109
Consommation	-239	-576	-815
Reprises	-1251	-1166	-2417
Dotations	4495	7107	11601
Solde au 31 déc. 2020	8665	12081	20746

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. Les sections suivantes présentent un aperçu de l'impact des instruments financiers sur les états financiers du groupe Sartorius Stedim Biotech et fournissent des informations complémentaires sur les postes du bilan intégrant des instruments financiers.

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

Les passifs financiers du groupe comprennent principalement les emprunts contractés auprès de Sartorius AG – contrepartie conditionnelle selon la norme IFRS 3 -, les dettes fournisseurs, les passifs de location et les instruments financiers dérivés à juste valeur négative. Les passifs financiers autres que les instruments financiers dérivés et ceux découlant d'accords de contrepartie conditionnelle sont évalués au coût amorti.

26. Instruments financiers : principales méthodes comptables

La norme IFRS 9 - Instruments financiers comprend des recommandations pour le classement et l'évaluation des instruments financiers, y compris un modèle de pertes de crédit attendues pour le calcul des dépréciations d'actifs financiers, ainsi que les nouvelles règles applicables sur la comptabilité de couverture. Cette norme définit également les règles 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). Il n'y a eu aucun reclassement des instruments financiers au cours de la période considérée.

En ce qui concerne la dépréciation des actifs financiers, IFRS 9 inclut un modèle dit de perte attendue. Les actifs financiers sont généralement considérés comme dépréciés lorsqu'il existe des indications objectives qui mettent en doute la collecte intégrale des flux de trésorerie des actifs financiers respectifs. Concernant les actifs financiers du groupe, l'approche simplifiée appliquée aux créances clients est particulièrement pertinente.

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 du 31 décembre 2020. Aucune dépréciation n'a été constatée en raison de la non-matérialité des impacts.

Au dernier arrêté, pour les actifs financiers restants évalués au coût amorti, aucune perte de valeur n'a été comptabilisée au décembre 2020 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 les 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 aux activités de production et ne désigne que l'élément spot de l'instrument de couverture.

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 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 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 59 762 milliers d'euros (28 166 milliers d'euros en 2019).

28. Créances clients | Autres actifs courants

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Créances clients tiers	236 759	195 827
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction ¹	6 159	8 530
Créances clients sur les autres sociétés du groupe Sartorius AG	13 975	16 893
Créances clients	256 894	221 250

¹ 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 montant des créances clients présenté au 31 décembre 2020 est diminué de 100,3 millions d'euros (2019 : 27,5 millions d'euros) du fait de la vente de créances clients car la quasi-totalité des risques et avantages liés aux actifs financiers cédés ont été transférés à l'acheteur et les créances respectives ont été entièrement décomptabilisées. En particulier, les risques de crédit ainsi que les risques liés aux taux de change ont été intégralement transférés à l'acheteur dans le cadre du programme d'affacturage actuel. Le programme est organisé par le département Trésorerie du groupe Sartorius AG. toutes les sociétés participantes du groupe Sartorius AG peuvent vendre des créances d'un volume combiné de 100 millions d'euros et 100 millions de dollars US dans le cadre du programme.

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 40.

29. Autres actifs financiers

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Dérivés	10 127	12 77
Autres actifs financiers	10 856	18 768
Actifs financiers courants	20 983	20 045

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 10 133 milliers d'euros (En 2019: 10 391 milliers d'euros).

30. Emprunts et autres passifs financiers

en milliers €	Solde au 31. déc. 2020	Dont passifs courants au 31 déc. 2020	Solde au 31. déc. 2019	Dont passifs courants au 31 déc. 2019
Dettes auprès des établissements de crédit	9 545	9 308	31 857	31 857
Prêts de Sartorius A.G.	515 420	0	49 602	9 602
Autres emprunts auprès des entités du groupe Sartorius	3 804	3 804	2 086	2 086
Total des emprunts et autres passifs financiers non courants	528 769	13 112	83 544	43 544

Le groupe Sartorius Stedim Biotech Group a signé un accord de prêt avec sa société mère Sartorius AG principalement pour financer les acquisitions des actifs des sciences de la vie de Danaher et BIA Separations (voir note 8). Les taux d'intérêt sont fixés avec une marge fondée sur les principes et les conditions de pleine concurrence.

En outre, le financement du groupe Sartorius Stedim Biotech est garanti par une ligne de crédit de sa société mère Sartorius AG (voir note 38).

Les emprunts financiers non courants ne comprennent pas les passifs envers les vendeurs liés aux soldes des prix d'acquisition qui sont présentés en « Autres passifs financiers non-courant ».

31. Autres passifs financiers non courants

Les autres passifs non courants comprennent principalement les passifs résultant des accords de contrepartie conditionnelle liés aux acquisitions de BIA Separations et WaterSep BioSeparations LLC en 2020 (voir note 8 pour plus de détails). De plus, ce poste comprend les passifs liés à l'acquisition éventuelle des participations ne donnant pas le contrôle dans Biological Industries en raison des options de vente du détenteur actuel d'un montant de 35,6 millions d'euros ainsi que la part non courante du passif relatif aux unités « fantômes » qui a été engagée dans le cadre de l'acquisition des participations ne donnant pas le contrôle dans la société AllPure Technologies, LLC (5,0 millions d'euros).

La part non courante du passif relatif à AllPure dépend des ventes futures et est due en 2022 au plus tard. Compte tenu de l'évolution positive en cours, les paiements attendus sont déterminés en considérant les revenus futurs à un taux de croissance annuel d'environ 20% en moyenne. Une augmentation (diminution) du chiffre d'affaires de 10% au cours de chacune des années suivantes entraînerait une augmentation (diminution) du passif de 0,6 million d'euros (0,6 million d'euros).

32. Dettes fournisseurs

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Avances et acomptes sur commandes ¹	132 239	80 574
Dettes fournisseurs tiers	156 633	107 253
Dettes fournisseurs participations non consolidées	832	193
Dettes fournisseurs auprès des autres sociétés du groupe Sartorius AG	17 268	9 651
Total	306 972	197 670

¹ Passifs contractuels selon IFRS 15

33. Autres passifs courants

en milliers €	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Dérivés	1	667
Autres passifs	29 240	40 013
Total	29 241	40 680

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).

Les « Autres passifs » au 31 décembre 2020 incluent la part courante des passifs liée à l'éventuelle acquisition des participations ne donnant pas le contrôle dans Biological Industries (5,9 millions d'euros). Le montant comptabilisé dans cette position à la date de clôture précédente en relation avec l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans Biological Industries a été décomptabilisé au cours de l'exercice 2020 dans le cadre de l'acquisition d'une participation supplémentaire de 20% dans Biological Industries (voir note 22).

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

Le tableau suivant présente les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs financiers par catégorie d'instruments financiers au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, conformément à IFRS 9:

	Catégorie selon la norme IFRS 9	Valeur comptable au 31 déc. 2020	Juste valeur 31 Déc. 2020 en milliers €	Valeurs comptables au 31 déc. 2019	Juste valeur 31 Déc. 2019 en milliers €
Investissements dans des filiales et entreprises associées non consolidées	n.a.	7 009	7 009	7 082	7 082
Actifs financiers	Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le compte de résultat	49	49	50	50
Actifs financiers	Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 062	1 062	864	864
Actifs financiers	Mesuré au coût amorti	5 377	5 377	6 431	6 431
Actifs financiers (non courants)		13 497	13 497	14 427	14 427
Montants dus par les clients dans le cadre des contrats de construction	n.a.	6 159	6 159	8 530	8 530
Créances clients	Mesuré à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global	105 443	105 443	24 586	24 586
Créances clients	Mesuré au coût amorti	145 291	145 291	188 134	188 134
Créances clients		256 894	256 894	221 250	221 250
Créances et autres actifs	Mesuré au coût amorti	10 856	10 856	18 768	18 768
Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture ¹	n.a.	10 127	10 127	1 110	1 110
Dérivés	Couverture d'opérations	0	0	167	167
Autres actifs financiers (courant)		20 983	20 983	20 045	20 045
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Mesuré au coût amorti	59 762	59 762	28 166	28 166
Emprunts financiers	Passifs financiers	528 769	532 939	83 544	83 609
Dettes fournisseurs	Passifs financiers	174 733	174 733	117 097	117 097
Dettes commerciales paiements reçus sur commandes	n.a.	132 239	132 239	80 574	80 574
Dettes fournisseurs		306 972	306 972	197 670	197 670
Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture ¹	n.a.	1	1	667	667
Autres passifs financiers	Passifs financiers à la juste valeur : impact en compte de résultat	258 772	258 772	0	0
Autres passifs financiers	Passifs financiers	73 787	73 895	91 534	91 380
Autres passifs financiers		332 560	332 668	92 201	92 047

¹ 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.

Outre les passifs découlant d'accords de contrepartie conditionnelle (niveau 3, voir note 8 pour plus de détails), 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 en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Actifs financiers évalués au coût amorti	-9 774	-1 693
Actifs et passifs financiers à la juste valeur : impact en compte de résultat	38 064	-590
Passifs financiers au coût amorti	-6 779	-3 660

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 et, en 2020, les variations des passifs financiers résultant des accords de contrepartie conditionnelle (voir note 8).

Le résultat net de passifs financiers évalués au coût amorti comprend principalement les effets de la conversion des devises

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 :

en milliers €	2020 12 mois	2019 12 mois
Produits financiers	763	506
Charges d'intérêts	-7 318	-4 882

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 primaires ou dérivés appropriés. 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 et de la comptabilité de couverture

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 50 % 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 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 150 millions de dollars (120 millions de dollars en 2019) pour se couvrir contre le risque de fluctuation de la parité du taux de change EUR | 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.

De plus, le risque de change lié au financement de l'acquisition de certaines activités de Danaher Life Science a été couvert par l'achat d'options sur devises d'un montant nominal de 180 millions de dollars. La juste valeur des dérivés à la clôture précédente au 31 décembre 2019 s'élevait à 166 milliers d'euros.

Les tableaux suivants présentent les contrats de couverture du risque de change en vigueur au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 :

31 déc. 2019	Monnaie étrangère	Volume	Échéance	Juste valeur en milliers €
Contrat à terme	USD	120 000	2020	335
	USD	120 000		335
Contrat à terme	JPY	1 400 000	2020	151
	JPY	1 400 000		151
Contrat à terme	AUD	4 000	2020	-44
	AUD	4 000		-44
Contrat à terme	GBP	1 500	2020	8
	GBP	1 500		8
Contrat à terme	SEK	9 000	2020	-5
	SEK	9 000		-5

31 déc. 2020	Monnaie étrangère	Volume	Échéance	Juste valeur en milliers €
Contrat à terme	USD	150 000	2021	9 543
	USD	150 000		9 543
Contrat à terme	JPY	850 000	2021	80
	JPY	850 000		80
Contrat à terme	CAD	2 000	2021	11
	CAD	2 000		11
Contrat à terme	GBP	38 000	2021	492
	GBP	38 000		492

Les instruments financiers dérivés sont évalués au moment de l'acquisition au coût et à la juste valeur aux dates de clôture ultérieures. Les variations de valeur des instruments financiers dérivés sont généralement comptabilisées dans le compte de résultat à la date de clôture. Si les instruments financiers dérivés servent à couvrir le risque de flux de trésorerie résultant des risques de change et qu'une relation de couverture qualifiée existe sur la base des critères d'IFRS 9, les ajustements de valorisation de la partie efficace de l'instrument sont comptabilisés directement en capitaux propres dans les autres éléments du résultat global (pour un montant cumulé en 2019 de 1,6 millions d'euros contre un montant de 10,8 millions d'euros en 2020).

Seul l'élément spot des contrats à terme utilisés pour couvrir les risques de flux de trésorerie est désigné comme instrument de couverture. Les montants comptabilisés en capitaux propres sont inclus dans le résultat de la période au cours de laquelle les transactions couvertes affectent le résultat. Les variations des réserves de couverture sont visibles ci-dessous ainsi que dans l'état des variations des capitaux propres. La partie non désignée ou inefficace des instruments de couverture est comptabilisée dans le résultat financier en 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 Term 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.

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. Les principaux emprunts sont contractés à des taux d'intérêt fixes (voir note 30) ; le groupe n'est donc pas actuellement significativement 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 2020, 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 2020, il n'existe aucun prêt avec un taux d'intérêt variable (2019 : 50 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 million d'euros (0,5 million d'euros en 2019). 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 million d'euros (+ 0,5 million d'euros en 2019).

38. Gestion du risque de liquidité

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

en milliers €	Valeurs comptables au 31 déc. 2019	Flux de trésorerie au 31 déc. 2019	< 1 an	1 - 5 ans	> 5 ans
Emprunts et autres passifs financiers (non-courants et courants)	83 544	83 613	43 613	40 000	0
Contrats de location-financement	55 056	71 101	12 108	28 090	30 903
Dettes fournisseurs	117 097	117 097	117 097	0	0
Autres passifs (instruments dérivés exclus)	91 534	93 059	40 013	36 470	16 575
Passifs financiers	347 231	364 870	212 831	104 560	47 478

en milliers €	Valeur comptable au 31 déc. 2020	Flux de trésorerie au 31 déc. 2020	< 1 an	1 - 5 ans	> 5 ans
Emprunts et autres passifs financiers (non-courants et courants)	528 769	528 784	13 125	515 659	0
Contrats de location-financement	58 015	75 113	12 828	32 723	29 562
Dettes fournisseurs	174 733	174 733	174 733	0	0
Autres passifs (instruments dérivés exclus)	332 559	331 546	29 337	184 528	117 681
Passifs financiers	1 094 076	1 110 176	230 023	732 909	147 243

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

Les emprunts et dettes financières comprennent l'emprunt contracté auprès de la société mère, la société Sartorius AG. Les autres passifs comprennent les passifs des accords de contreparties conditionnelles dans le cadre des acquisitions de BIA Separations et WaterSep BioSeparations LLC, le passif lié aux unités

« fantômes » relatifs à la société AllPure ainsi que les passifs liés à l'acquisition éventuelle des intérêts minoritaires dans Industries biologiques.

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

en milliers €	Valeurs comptables au 31 déc. 2019	Flux de trésorerie au 31 déc. 2019	< 1 an	1 - 5 ans	> 5 ans
Réalisation brute					
Contrats à terme	667	667	667	0	0
Obligation de paiement		47705	47705	0	0
Demande de paiement		-47038	-47038	0	0
Instruments financiers dérivés	667	667	667	0	0

en milliers €	Valeur comptable au 31 déc. 2020	Flux de trésorerie au 31 déc. 2020	< 1 an	1 - 5 ans	> 5 ans
Réalisation brute					
Contrats à terme	1	1	1	0	0
Obligation de paiement		1977	1977		
Demande de paiement		-1977	-1977		
Instruments financiers dérivés	1	1	1	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. La ligne de crédit fournie par le groupe Sartorius AG, d'un montant total maximal de 260 millions d'euros à taux d'intérêt variables, a été utilisée pour un montant de 0 million d'euros au 31 décembre 2020 (2019: 94,5 millions d'euros). En outre, le groupe dispose d'autres lignes de crédit bilatérales à court terme à taux d'intérêt variables à la date de clôture pour un montant de 41 millions (2019: 35,2 millions d'euros) qui ont été utilisées à hauteur de 7 millions d'euros (2019: 30,8 millions d'euros).

Le groupe peut exploiter les moyens de paiement locaux dans certains pays (ex: Chine, Inde) à la condition que les restrictions de change applicables soient respectées.

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 de manière plus détaillée afin d'appliquer différents taux de perte des actifs du contrat. En 2020, aucun changement significatif concernant le risque de crédit du portefeuille de clients biopharmaceutiques du groupe n'a été observé, conformément à l'idée que l'industrie est peu affectée par la crise pandémique.

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 2019 et au 31 décembre 2020 :

31 déc. 2020 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	222 059	7 493	2 375	4 498	24 476	260 900
Valeur comptable brute des actifs contractuels	6 159	0	0	0	0	6 159
Allocation de perte de valeur	251	241	702	218	8 753	10 166
31 déc. 2019 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	152 745	22 384	15 954	7 189	20 673	218 946
Valeur comptable brute des actifs contractuels	8 530	0	0	0	0	8 530
Allocation de perte de valeur	82	12	524	158	5 450	6 226

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 €	2020 12 mois	2019 12 mois
Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	-6 226	-3 617
Dotations	-5 391	-3 662
Reprises et consommation	338	103
Recouvrement des montants précédemment dépréciés	2 353	981
Écarts de conversion	147	-10
Regroupement d'entreprises	-1 388	-22
Dépréciations à la clôture de l'exercice	-10 166	-6 226

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 2020. 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 2020 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. La seule exception concerne le passif financier résultant de l'accord de contrepartie conditionnelle dans le cadre de l'acquisition de BIA Separations, qui dépend de l'évolution du cours de l'action de Sartorius Stedim Biotech S.A. comme paramètre d'évaluation (voir note 8).

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 1er janvier de l'année d'attribution en milliers €	Juste valeur à la clôture au 31 déc. 2020 en milliers €	Montants versés en milliers €	Exerçable
Unités de « Phantom stock » pour 2016	3 484	57,41	200	0	- 500	
Unités de « phantom stock » pour 2017	2 950	70,51	208	520	0	non
Unités de « phantom stock » pour 2018	2 685	80,32	216	539	0	non
Unités de « phantom stock » pour 2019	2 884	113,78	328	821	0	non
Unités de « phantom stock pour 2020	1 818	190,30	1 062	2 067	0	non
Total	13 821			3 947	- 500	