

Comptes annuels Sartorius Stedim Biotech S.A.
et notes annexes

05

Comptes annuels

Bilan actif (en milliers d'euros)

	Valeurs brutes au 31 déc. 2018	Amortissements et provisions au 31 déc. 2019	Valeurs nettes au 31 déc. 2019	Valeurs nettes au 31 déc. 2018
Immobilisations incorporelles	552	- 145	407	435
Immobilisations corporelles	20 482	- 12 832	7 649	7 155
Immobilisations financières	128 931	0	128 931	128 749
Total actif immobilisé	149 964	- 12 978	136 986	136 339
Stocks et en-cours	0	0	0	0
Créances clients	227	0	227	0
Autres créances	87 009	0	87 009	66 066
Disponibilités	106		106	62
Total actif circulant	87 341	0	87 341	66 128
Charges constatées d'avance	197		197	231
Écart de conversion actif	0		0	482
Total de l'actif	237 503	- 12 978	224 525	203 180

Bilan passif (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2019	Au 31 déc. 2018
Capital	18 436	18 436
Primes d'émission et de fusion	12 609	12 609
Réserves	2 434	2 434
Report à nouveau	31 325	34 346
Résultat de l'exercice	56 834	49 521
Provisions réglementées	4 088	4 088
Total capitaux propres	125 726	121 434
Provisions pour risques et charges	0	482
Total provisions pour risques et charges	0	482
Emprunts et dettes assimilées	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	918	881
Dettes fiscales et sociales	156	63
Dettes sur immobilisations	181	313
Autres dettes	97 544	79 705
Total dettes	98 799	80 963
Écart de conversion passif	0	301
Total du passif	224 525	203 180

Compte de résultat (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2019	Au 31 déc. 2018
Chiffre d'affaires	2 116	1 999
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Reprise sur amortissements et provisions	482	0
Autres produits d'exploitation et transfert de charges	6	1 490
Achats consommés	0	0
Services extérieurs	- 3 626	- 3 775
Impôts et taxes	- 487	- 411
Charges de personnel	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 839	- 816
Autres charges	- 259	- 857
Résultat opérationnel	(2 606)	(2 371)
Résultat financier	58 925	48 576
Résultat courant	56 319	46 205
Résultat exceptionnel	72	0
Impôts sur le résultat	443	3 316
Résultat net	56 834	49 521

1. Faits marquants de l'exercice

Néant

2. Événements postérieurs à la clôture

Néant

3. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices et en présumant la continuité d'exploitation.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable général.

Sartorius Stedim Biotech S.A. est une société cotée sur Euronext Paris compartiment A (code ISIN FR 0000053266). Elle établit par ailleurs des comptes consolidés en conformité avec les normes internationales d'informations financières (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union européenne au 31 décembre 2019.

Sartorius Stedim Biotech S.A. est consolidée par Sartorius AG.

3.1. Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exception des frais engagés pour leur acquisition.

Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, la société applique le règlement CRC n° 2002-10, recodifié par l'article 2-4 du règlement CRC n° 2004-06 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs selon la méthode « Approche par composants ».

3.1.1. Immobilisations incorporelles

Sont évalués sous cette rubrique : les frais d'établissement, les brevets, les logiciels et les droits au bail.

Toutes ces immobilisations sont amorties linéairement selon les durées d'utilisation indicatives suivantes :

- Frais d'établissement : de un à cinq ans,
- Logiciels : de un à trois ans,
- Brevets : vingt ans,
- Droit au bail : dix-huit ans (basé sur la durée d'utilisation du bien).

Dans le cadre de l'implémentation de logiciels intégrés, les coûts de main d'œuvre directement concernés sont incorporés au montant immobilisé à leur coût de revient en fonction du temps passé.

La méthode d'évaluation des immobilisations incorporelles est celle du coût d'acquisition diminué des amortissements et des pertes de valeur constatées, dans le cadre récurrent.

3.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition comprenant les frais d'installation de ces biens.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale et économique d'utilisation des biens sur le mode linéaire.

Toutes ces immobilisations sont amorties linéairement selon les durées d'utilisation indicatives suivantes :

- Constructions : de vingt à quarante ans,
- Agencement, aménagement, installations : de dix à quinze ans,
- Matériel et outillage industriel : de quatre à dix ans,
- Matériel de bureau et informatique : de trois à cinq ans,
- Matériel de transport : de quatre à cinq ans.

La méthode d'évaluation des immobilisations corporelles est celle du coût d'acquisition, diminué des amortissements et des pertes de valeur constatées, dans le cadre récurrent.

3.1.3. Immobilisations financières

Les titres de participations correspondent pour l'essentiel aux investissements en capital dans les filiales et aux titres auto-détenus dans le cadre du programme de rachat d'actions ; ils sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, plus les éventuels frais d'acquisition.

Une dépréciation est éventuellement constituée pour tenir compte notamment, soit du cours de Bourse, soit de l'actif réel de ces filiales, de leur situation économique et de leurs perspectives.

Les participations détenues dans les filiales sont soumises à un test de dépréciation.

3.2. Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances dont le recouvrement est jugé incertain font l'objet d'une dépréciation.

4. Immobilisations (en milliers d'euros)

4.1. Immobilisations incorporelles

Immobilisations brutes	Au 31 déc. 2018	Augmentation en 2019	Diminution en 2019	Au 31 déc. 2019
Frais d'établissement	4	0	0	4
Brevets	0	0	0	0
Logiciels, licences	0	0	0	0
Droit au bail	548	0	0	548
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Total	552	0	0	552
Amortissement et dépréciation	118	28	0	146
Montant net	434	- 28	0	406

4.2. Immobilisations corporelles

Immobilisations brutes	Au 31 déc. 2018	Augmentation en 2019	Diminution en 2019	Au 31 déc. 2019
Terrains	496	0	0	496
Constructions	15 715	43	0	15 758
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	2 272	807	0	3 079
Immobilisations corporelles en cours Et avances s/immobilisations	693	456	0	1 149
Total	19 176	1 305	0	20 481
Amortissement et dépréciation	Au 31 déc. 2018	Dotations	Reprises	Au 31 déc. 2019
Constructions	10 904	477	0	11 381
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	1 117	334	0	1 451
Total	12 022	810	0	12 832
Montant net des immobilisations corporelles	7 154	495	0	7 649

L'augmentation des immobilisations corporelles comprend des constructions, agencements et installations pour un montant net de 850 milliers d'euros et des immobilisations en cours relatives à des aménagements pour un montant de 456 milliers d'euros.

4.3. Immobilisations financières

Immobilisations financières	Au 31 déc. 2018	Augmentation en 2019	Diminution en 2019	Au 31 déc. 2019
Participations	127 977	0	0	127 977
Dépréciation des participations	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	135	0	- 25	110
Titres auto-détenus	637	207	0	844
Dépréciation des titres auto-détenus	0	0	0	0
Autres actifs non courants	0	0	0	0
Total	128 749	207	- 25	128 930

Le poste « Participations » représente :

- 99,99 % du capital de Sartorius Stedim Bioprocess SARL, société tunisienne ;
- 100 % du capital de Sartorius Stedim Biotech GmbH, société de droit allemand, suite au rapprochement des groupes Sartorius et Stedim en juin 2007 ;
- 100 % du capital de Sartorius Stedim Aseptics S.A.S., société française acquise en 2004 ;
- 100 % du capital de Sartorius Stedim FMT S.A.S., société française créée en lien avec le traité d'apport partiel d'actif en 2013 ;
- Autres participations : 1,0 millier d'euros.

Ce poste représente la participation de Sartorius Stedim Biotech dans la société Sartorius Stedim Russie.

Un nouveau contrat de liquidité liant la société Sartorius Stedim Biotech S.A. et la société de bourse Gilbert Dupont a été mis en place le 20 avril 2018. En conséquence, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. détient 3 225 titres relatifs à Sartorius Stedim Biotech S.A. en portefeuille au 31 décembre 2019.

5. Détail des créances (en milliers d'euros)

Échéance des créances à la clôture de l'exercice

Nature de la créance	Montant net	Part à - d'1 an	Part à + d'1 an
Dépôts et cautionnements	953	953	
Actifs immobilisés	953	953	0
Avances et acomptes	0	0	0
Clients et comptes rattachés	227	227	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Organismes sociaux	0	0	0
Impôts et taxes	3 921	3 921	0
Groupe	83 083	83 083	0
Débiteurs divers	5	5	0
Actif circulant	87 235	87 235	0
Charges constatées d'avance	197	197	0
Total des créances	88 385	88 385	0

Le poste « Groupe » (83 083 milliers d'euros) comprend les créances de filiales et correspond notamment à des avances en trésorerie via des comptes courants effectuées auprès des sociétés Sartorius Stedim Bioprocess Tunisie, Sartorius Stedim France, Sartorius Stedim Aseptics et Sartorius Stedim FMT.

Le poste « Impôts et taxes » (3 921 milliers d'euros) comprend principalement la créance nette d'impôt relative à l'intégration fiscale.

6. Échéance des dettes à la clôture de l'exercice (en milliers d'euros)

Nature de la dette	Montant net	Part à - d'1 an	Part de 1 à 5 ans	Part à + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Moins de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Plus de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Concours bancaires courants et intérêts courus	0	0	0	0
Dettes fournisseurs	917	917	0	0
- dont effets de commerce	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	156	156	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181	181	0	0
Groupe et associés	97 295	97 295	0	0
Autres dettes	249	249	0	0
Total dettes	98 799	98 799	0	0

Le poste « Groupe et associés » (97 295 milliers d'euros) comprend les dettes vis-à-vis de filiales et correspond notamment aux avances en trésorerie liées à l'activité de cash-pooling via des comptes courants auprès des socié-

tés Sartorius AG, Sartorius Stedim Biotech GmbH, Sartorius Stedim France S.A.S., Sartorius Stedim Aseptics S.A.S. et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Les charges à payer incluses dans ces postes représentent 530 milliers d'euros et concernent les éléments suivants :

Nature des éléments	Au 31 déc. 2019
Frais bancaires à payer	0
Fournisseurs, factures non parvenues	530
Congés payés, charges sociales incluses	0
Primes, charges sociales incluses et intéressement	0
Organismes sociaux à payer	0
Charges fiscales à payer	0
Participation	0
Total des charges à payer	530

7. Tableau de variation des capitaux propres (en milliers d'euros)

7.1. Capitaux propres

Au 31 décembre 2018, le capital social s'élevait à 18 436 milliers d'euros, répartis en 92 180 190 actions de valeur nominale égale à 0,20 €.

Au 31 décembre 2019, le capital social s'élève à 18 436 milliers d'euros, répartis en 92 180 190 actions de valeur nominale égale à 0,20 €.

L'Assemblée générale du 26 mars 2019 a approuvé l'affectation du bénéfice de l'exercice de + 49 521 milliers d'euros, comme suit :

- virement en report à nouveau :
-3 021 milliers d'euros ;
- réserve légale : néant.

Il a été distribué à titre de dividendes un montant de 52 543 milliers d'euros (soit un dividende net par action de 0,57 €).

	Affectation du résultat de 2018			Mouvements 2019		Capitaux propres avant affectation du résultat 2019
	Avant	Mouvements	Après	Augmentation	Diminution	Total
Nombre d'actions	92 180 190		92 180 190			92 180 190
Capital social	18 436		18 436			18 436
Prime d'émission ou d'apport	0		0			0
Prime de fusion	12 609		12 609			12 609
Réserve légale	1 844		1 844			1 844
Autres réserves	591		591			591
Report à nouveau	34 346	- 3 021	31 325			31 325
Distribution de dividendes	0	52 543	52 543		(52 543)	0
Résultat de l'exercice à affecter	49 521	(49 521)	0			0
Résultat de l'exercice en cours			0	56 834		56 834
Provisions réglementées	4 088		4 088			4 088
Total	121 435	0	121 435	56 834	- 52 543	125 726

7.2. Stock-options

Néant.

8. État des risques et provisions (en milliers d'euros)

8.1. Provisions

Nature des provisions	Provisions au 31 déc. 2018	Dotations 2019	Reprises 2019	Provisions au 31 déc. 2019
Provisions réglementées				
Sur amortissements dérogatoires	4 088	0	0	4 088
Sous-total (1)	4 088	0	0	4 088
Provisions pour risques et charges				
Sur risque de change	482	0	- 482	0
Sur charges	0	0	0	0
Sur impôts	0	0	0	0
Sous-total (2)	482	0	- 482	0
Total général = (1) + (2)	4 570	0	- 482	4 088

8.2. Exposition au risque de marché

Risque sur les flux d'exploitation

Au 31 décembre 2019, il n'y avait pas d'écarts de conversion des montants nets libellés en devises au sein des postes créances et dettes.

Situation fiscale et situation fiscale latente

L'entreprise a opté le 1^{er} janvier 2008 pour le régime d'intégration fiscale dans le cadre d'un groupe fiscal dont la société mère est la société Sartorius Stedim

Biotech S.A. Les autres sociétés membres sont Sartorius Stedim Aseptics S.A.S., Sartorius Stedim France S.A.S. et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Les sociétés membres constatent l'impôt comme en l'absence d'intégration. C'est la société mère qui bénéficie des économies d'impôts liées au correctif et au déficit des autres sociétés membres.

Pour l'année 2019, l'impact net au titre de l'intégration fiscale représente un produit de 443 milliers d'euros.

Compte tenu de la prise en compte des crédits d'impôt non encore imputés, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. possède une créance sur l'Etat de 836 milliers d'euros.

9. Produits d'exploitation (en milliers d'euros)

9.1. Chiffre d'affaires par activité

Activité	Au 31 déc. 2019	%	Au 31 déc. 2018	%
Prestations de services	2 116	100 %	1 999	100 %
Total	2 116	100 %	1 999	100 %

9.2. Chiffre d'affaires par zone géographique

Zone géographique	Au 31 déc. 2019	%	Au 31 déc. 2018	%
France	2 116	100 %	1 999	100 %
Exportation	0		0	0 %
dont Europe communautaire et autres pays	0		0	
dont Continent nord-américain	0		0	
Total	2 116	100 %	1 999	100 %

Le chiffre d'affaires correspond au loyer facturé à la société Sartorius Stedim FMT S.A.S. au titre de l'utilisation des locaux sis à Aubagne dans le cadre de son activité opérationnelle.

10. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2019			Au 31 déc. 2018		
	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt
Résultat courant	56 391	0	56 391	46 205	0	46 205
Résultat exceptionnel		0	0	0	0	0
Éléments liés à l'intégration fiscale	0	443	443	0	3 316	3 316
Résultat comptable	56 391	443	56 834	46 205	3 316	49 521

11. Information relative aux dirigeants

Les rémunérations allouées et payées aux membres des Conseils d'administration au titre des rémunérations des administrateurs s'élèvent à 268,8 milliers d'euros. Ils sont relatifs à l'exercice 2018 et ont été versés en 2019.

Aucun montant n'a été versé aux membres de la direction générale par Sartorius Stedim Biotech S.A. au cours de l'exercice 2019. Une partie de la rémunération de la direction générale a été refacturée par Sartorius AG à Sartorius Stedim Biotech S.A. pour un montant de 993 milliers d'euros.

12. Engagements financiers hors bilan (en milliers d'euros)

Nature de l'engagement	Nota	Au 31 déc. 2019	Au 31 déc. 2018
Engagements donnés			
Garanties données pour lignes de crédit bilatérales		0	0
Garanties données pour contrats de couverture de change		0	0
Contrats de location Et de leasing		0	0
Engagements reçus			
Capacité contractuelle d'emprunts auprès des établissements de crédit		0	0

Les engagements relatifs au contrat de location-financement sont résumés ci-après :

Crédit-baux	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €	Total	Valeur de rachat
Immobilisations corporelles					
Bâtiments et agencements	274	496	0	770	0
Total	274	496	0	770	
Crédit-baux	Valeur d'origine	Redevances de l'exercice	Redevances cumulées	Dotations aux amortissements de l'exercice	Dotations aux amortissements cumulées
Immobilisations corporelles					
Bâtiments et agencements	2 391	280	1 780	251	929
Total	2 391	280	1 780	251	929

Le bâtiment acquis en crédit-bail est devenu opérationnel au cours de l'exercice 2015.

13. Éléments concernant les parties liées (en milliers d'euros)

Les entreprises liées sont principalement sa maison mère, la société Sartorius AG, et les sociétés détenues par Sartorius Stedim Biotech S.A., à savoir les sociétés Sartorius Stedim FMT S.A.S., Sartorius Stedim Bioprocess

SARL, Sartorius Stedim Aseptics S.A.S. et Sartorius Stedim Biotech GmbH.

La société Sartorius Stedim Biotech S.A. est consolidée dans les comptes de Sartorius AG, Otto-Brenner-Strasse 20, 37079 Goettingen (Allemagne).

Vous trouverez ci-après le tableau des principaux montants relatifs aux entreprises liées :

Postes	Au 31 déc. 2019	Au 31 déc. 2018
Participations	127 977	127 977
Créances clients et comptes rattachés	227	0
Autres créances	83 083	64 282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	97 295	79 322
Produits de participation	60 000	49 007
Autres produits financiers	150	336
Charges financières	1 445	939

Vous trouverez ci-après le tableau des filiales et participations :

Au 31 déc. 2019	Capital social	Réserves prime d'émission et report à nouveau avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis non remboursés	Mouvement des cautions et avals	C.A. H.T. de l'exercice	Résultat net	Dividendes encaissés
				brute	nette					
Sartorius Stedim Biotech GmbH			100,00 %							
(Euros)	6,000	539 318		79 949	79 949	- 81 984	0	658 843	228 661	60,000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	42 940	4 897		42 940	42 940	7 142	0	214 876	8 038	0
Sartorius Stedim Bioprocess SARL			99,99 %							
(Dinars)	5 950	11 195						88 989	8 799	0
(Euros)				3 132	3 132	7 870	0	27 116	2 771	0
Sartorius Stedim RUS			100,00 %							
(Roubles)	8,000	87 412						629 337	49 120	0
(Euros)	114	1 250		109	109	0	0	8 375	712	0
Sartorius Stedim Aseptics S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	448	5 145		1 848	1 848	8 070	0	13 515	3 287	0
Au 31 déc. 2018	Capital social	Réserves prime d'émission et report à nouveau avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis non remboursés	Mouvement des cautions et avals	C.A. H.T. de l'exercice	Résultat net	Dividendes encaissés
				brute	nette					
Sartorius Stedim Biotech GmbH			100,00 %							
(Euros)	6,000	370 416		79 949	79 949	- 46 029	0	559 070	121 563	45,000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	42 940	- 7 597		42 940	42 940	- 2 885	0	173 918	859	0
Sartorius Stedim Bioprocess SARL			99,99 %							
(Dinars)	5 950	779						78 366	2 534	3 462
(Euros)				3 132	3 132	5 832	0	25 173	814	1 007
Sartorius Stedim RUS			100,00 %						*	
(Roubles)	8,000	38 292						321 051	32 738	0
(Euros)	100	480		109	109	0	0	4 027	411	0
Sartorius Stedim Aseptics S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	448	5 145		1 848	1 848	- 6 999	0	13 515	3 971	3,000

La liste précédente contient uniquement des informations sur les opérations sur les actions de la Société reçues conformément à l'Art. 19 MAR (Opérations des mandataires sociaux).

Par voie de conséquence, nous n'avons pas connaissance de toutes les opérations dont les volumes d'échanges cumulés sont restés en deçà du seuil de notification de 20.000 euros par année civile.