

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. 2018	Valeurs nettes au 31 déc. 2018	Valeurs nettes au 31 déc. 2017
Immobilisations incorporelles	552	- 117	435	463
Immobilisations corporelles	19 176	- 12 022	7 155	12 384
Immobilisations financières	128 749	0	128 749	128 138
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>148 478</b>	<b>- 12 139</b>	<b>136 339</b>	<b>140 985</b>
Stocks et en-cours	0	0	0	0
Créances clients	0	0	0	0
Autres créances	66 066	0	66 066	23 812
Disponibilités	62		62	96
<b>Total actif circulant</b>	<b>66 128</b>	<b>0</b>	<b>66 128</b>	<b>23 908</b>
Charges constatées d'avance	231		231	49
Écart de conversion actif	482		482	0
<b>Total de l'actif</b>	<b>215 319</b>	<b>- 12 139</b>	<b>203 180</b>	<b>164 942</b>

## Bilan passif (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2018	Au 31 déc. 2017
Capital	18 436	18 436
Primes d'émission et de fusion	12 609	12 609
Réserves	2 434	2 434
Report à nouveau	34 346	27 286
Résultat de l'exercice	49 521	49 463
Provisions réglementées	4 088	4 088
<b>Total capitaux propres</b>	<b>121 434</b>	<b>114 316</b>
Provisions pour risques et charges	482	0
<b>Total provisions pour risques et charges</b>	<b>482</b>	<b>0</b>
Emprunts et dettes assimilées	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	881	455
Dettes fiscales et sociales	63	96
Dettes sur immobilisations	313	0
Autres dettes	79 705	50 075
<b>Total dettes</b>	<b>80 962</b>	<b>50 626</b>
Écart de conversion passif	301	0
<b>Total du passif</b>	<b>203 180</b>	<b>164 942</b>

**Compte de résultat (en milliers d'euros)**

	Au 31 déc. 2018	Au 31 déc. 2017
Chiffre d'affaires	1 999	2 198
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Reprise sur amortissements et provisions	0	0
Autres produits d'exploitation et transfert de charges	1 490	130
Achats consommés	0	0
Services extérieurs	- 3 775	- 3 453
Impôts et taxes	- 411	- 830
Charges de personnel	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 816	- 825
Autres charges	- 857	- 417
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>(2 371)</b>	<b>(3 197)</b>
Résultat financier	48 576	47 108
<b>Résultat courant</b>	<b>46 205</b>	<b>43 911</b>
Résultat exceptionnel	0	0
Impôts sur le résultat	3 316	5 552
<b>Résultat net</b>	<b>49 521</b>	<b>49 463</b>

**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 2018 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 2018.

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 aux bails.

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

	Au 31 déc. 2017	Augmentation en 2018	Diminution en 2018	Au 31 déc. 2018
Immobilisations brutes				
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
<b>Total</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552</b>
Amortissement et dépréciation	89	28	0	117
<b>Montant net</b>	<b>463</b>	<b>- 28</b>	<b>0</b>	<b>435</b>

### 4.2. Immobilisations corporelles

	Au 31 déc. 2017	Augmentation en 2018	Diminution en 2018	Au 31 déc. 2018
Immobilisations brutes				
Terrains	496	0	0	496
Constructions	15 561	154	0	15 715
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	2 127	145	0	2 272
Immobilisations corporelles en cours & avances s/immobilisations	5 434	559	- 5 300	693
<b>Total</b>	<b>23 618</b>	<b>858</b>	<b>- 5 300</b>	<b>19 176</b>
Amortissement et dépréciation		Dotations	Reprises	Au 31 déc. 2018
Constructions	10 388	516	0	10 904
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	846	271	0	1 117
<b>Total</b>	<b>11 234</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>12 022</b>
<b>Montant net des immobilisations corporelles</b>	<b>12 384</b>	<b>70</b>	<b>- 5 300</b>	<b>7 154</b>

L'augmentation des immobilisations corporelles comprend des constructions, agencements et installations pour un montant net de 299 milliers d'euros et des immobilisa-

tions en cours relatives à des aménagements pour un montant de 559 milliers d'euros.

## 4.3. Immobilisations financières

Immobilisations financières	Au 31 déc. 2017	Augmentation en 2018	Diminution en 2018	Au 31 déc. 2018
Participations	127 977	0	0	127 977
Dépréciation des participations	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	160	0	- 25	135
Titres auto-détenus	0	637	0	637
Dépréciation des titres auto-détenus	0	0	0	0
Autres actifs non courants	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>128 137</b>	<b>637</b>	<b>- 25</b>	<b>128 749</b>

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., 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 3 416 titres relatifs à Sartorius Stedim Biotech S.A. en portefeuille au 31 décembre 2018.

## 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	772	772	
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Organismes sociaux	0	0	0
Impôts et taxes	1 784	1 784	0
Groupe	64 282	64 282	0
Débiteurs divers	0	0	0
<b>Actif circulant</b>	<b>66 066</b>	<b>66 066</b>	<b>0</b>
Charges constatées d'avance	231	231	0
<b>Total des créances</b>	<b>67 069</b>	<b>67 069</b>	<b>0</b>

Le poste « Groupe » (64 282 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 S.A.S.

Le poste « Impôts et taxes » (1 784 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	881	881	0	0
- dont effets de commerce	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	63	63	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313	313	0	0
Groupe et associés	79 322	79 322	0	0
Autres dettes	384	384	0	0
<b>Total dettes</b>	<b>80 962</b>	<b>80 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le poste « Groupe et associés » (79 322 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

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

Les charges à payer incluses dans ces postes représentent 411 milliers d'euros et concernent les éléments suivants :

Nature des éléments	Au 31 déc. 2018
Frais bancaires à payer	0
Fournisseurs, factures non parvenues	411
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
<b>Total des charges à payer</b>	<b>411</b>

**7. Tableau de variation des capitaux propres (en milliers d'euros)****7.1. Capitaux propres**

Au 31 décembre 2017, 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 2018, 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 3 avril 2018 a approuvé l'affectation du bénéfice de l'exercice de + 49 463 milliers d'euros, comme suit :

- virement en report à nouveau :  
- 7 060 milliers d'euros ;

- réserve légale : néant.

Il a été distribué à titre de dividendes un montant de 42 403 milliers d'euros (soit un dividende net par action de 0,46 €).

	Affectation du résultat de 2017			Mouvements 2018		Capitaux propres avant affectation du résultat 2018
	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	27 286	7 060	34 346			34 346
Distribution de dividendes	0	42 403	42 403		(42 403)	0
Résultat de l'exercice à affecter	49 463	(49 463)	0			0
Résultat de l'exercice en cours			0	49 521		49 521
Provisions réglementées	4 088		4 088			4 088
<b>Total</b>	<b>114 317</b>	<b>0</b>	<b>114 317</b>	<b>49 521</b>	<b>- 42 403</b>	<b>121 435</b>

## 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. 2017	Dotations 2018	Reprises 2018	Provisions au 31 déc. 2018
<b>Provisions réglementées</b>				
Sur amortissements dérogatoires	4 088	0	0	4 088
<b>Sous-total (1)</b>	<b>4 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 088</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Sur risque de change	0	482	0	482
Sur charges	0	0	0	0
Sur impôts	0	0	0	0
<b>Sous-total (2)</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>482</b>
<b>Total général</b>	<b>4 088</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>4 570</b>

### 8.2. Exposition au risque de marché

#### Risque sur les flux d'exploitation

Au 31 décembre 2018, les écarts de conversion des montants nets libellés en devises au sein des postes créances et dettes s'élèvent respectivement à 482 milliers d'euros et 301 milliers d'euros.

#### Situation fiscale et situation fiscale latente

L'entreprise a opté le 1<sup>er</sup> 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., 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 2018, l'impact net au titre de l'intégration fiscale représente un produit de 3 316 milliers d'euros.

Compte tenu de la prise en compte des crédits d'impôt non encore imputés, la société Sartorius Stedim Biotech S.A a une créance sur l'Etat de 1 633 milliers d'euros.

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

### 9.1. Chiffre d'affaires par activité

Activité	Au 31 déc. 2018		Au 31 déc. 2017	
		%		%
Prestations de services	1 999	100 %	2 198	100 %
<b>Total</b>	<b>1 999</b>	<b>100 %</b>	<b>2 198</b>	<b>100 %</b>

### 9.2. Chiffre d'affaires par zone géographique

Zone géographique	Au 31 déc. 2018		Au 31 déc. 2017	
		%		%
<b>France</b>	<b>1 999</b>	<b>100 %</b>	<b>2 198</b>	<b>100 %</b>
<b>Exportation</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0 %</b>
dont Europe communautaire et autres pays	0		0	
dont Continent nord-américain	0		0	
<b>Total</b>	<b>1 999</b>	<b>100 %</b>	<b>2 198</b>	<b>100 %</b>

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. 2018			Au 31 déc. 2017		
	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt
Résultat courant	46 205	0	46 205	43 911	2 206	46 117
Résultat exceptionnel	0	0	0	0	0	0
Éléments liés à l'intégration fiscale	0	3 316	3 316	0	3 346	3 346
<b>Résultat comptable</b>	<b>46 205</b>	<b>3 316</b>	<b>49 521</b>	<b>43 911</b>	<b>5 552</b>	<b>49 463</b>

## 11. Information relative aux dirigeants

Les rémunérations allouées et payées aux membres des Conseils d'administration au titre des jetons de présence s'élèvent à 313,0milliers d'euros. Ils sont relatifs à l'exercice 2017 et ont été versés en 2018.

Aucun montant n'a été versé aux membres de la direction générale par Sartorius Stedim Biotech S.A. au cours de l'exercice 2018. 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 1 312milliers d'euros.

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

Nature de l'engagement	Nota	Au 31 déc. 2018	Au 31 déc. 2017
<b>Engagements donnés</b>			
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
<b>Engagements reçus</b>			
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
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Bâtiments et agencements	267	770	0	1 037	0
<b>Total</b>	<b>267</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>	

  

Crédit-baux	Valeur d'origine	Redevances de l'exercice	Redevances cumulées	Dotations aux amortissements de l'exercice	Dotations aux amortissements cumulées
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Bâtiments et agencements	2 391	272	1 500	245	679
<b>Total</b>	<b>2 391</b>	<b>272</b>	<b>1 500</b>	<b>245</b>	<b>679</b>

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 Biopro-

cess SARL, Sartorius Stedim Aseptics S.A. 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. 2018	Au 31 déc. 2017
Participations	127 977	127 977
Créances clients et comptes rattachés	0	896
Autres créances	64 282	14 372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	79 322	49 960
Produits de participation	49 007	48 409
Autres produits financiers	336	15
Charges financières	939	1 727

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

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					
<b>Sartorius Stedim Biotech GmbH</b>			<b>100,00 %</b>							
(Euros)	6 000	370 416		79 949	79 949	- 46 029	0	559 070	121 563	45 000
<b>Sartorius Stedim FMT S.A.S.</b>			<b>100,00 %</b>							
(Euros)	42 940	- 7 597		42 940	42 940	- 2 885	0	173 918	859	0
<b>Sartorius Stedim Bioprocess SARL</b>			<b>99,99 %</b>							
(Dinars)	5 950	779						78 366	2 534	3 462
(Euros)				3 132	3 132	5 832	0	25 173	814	1 007
<b>Sartorius Stedim RUS</b>			<b>100,00 %</b>							
(Roubles)	8 000	38 292						321 051	32 738	0
(Euros)	100	480		109	109	0	0	4 027	411	0
<b>Sartorius Stedim Aseptics S.A.</b>			<b>100,00 %</b>							
(Euros)	448	5 145		1 848	1 848	- 6 999	0	13 515	3 971	3 000
Au 31 déc. 2017	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					
<b>Sartorius Stedim Biotech GmbH</b>			<b>100,00 %</b>							
(Euros)	6 000	299 853		79 949	79 949	- 9 806	0	496 937	82 637	45 000
<b>Sartorius Stedim FMT S.A.S.</b>			<b>100,00 %</b>							
(Euros)	42 940	- 7 597		42 940	42 940	- 2 885	0	148 938	- 7 061	0
<b>Sartorius Stedim Bioprocess SARL</b>			<b>99,99 %</b>							
(Dinars)	5 950	779						66 983	3 342	0
(Euros)				3 132	3 132	5 832	0	22 493	1 198	0
<b>Sartorius Stedim RUS</b>			<b>100,00 %</b>							
(Roubles)	8 000	5 554						154 151	- 5 851	0
(Euros)	115	80		109	109	0	0	2 221	- 84	0
<b>Sartorius Stedim Aseptics S.A.</b>			<b>100,00 %</b>							
(Euros)	448	5 145		1 848	1 848	- 6 999	0	10 181	2 852	2 200

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.