

SARTORIUS

Index d'égalité
professionnelle
femmes-hommes
2025

Simplifying Progress

SARTORIUS FRANCE Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2025	Indicateur calculable (1=oui, 0=non)	Nombre de points maximum de l'indicateur	Résultat final obtenu	Nombre de points maximum des indicateurs calculables	Nombre de points obtenus
1- Ecart de rémunération (en %)	1	40	5.6	40	34
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés)	1	35	10.5	35	35
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité	1	15	100	15	15
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations	1	10	3	10	5
Total des indicateurs calculables				100	89
INDEX (sur 100 points)				100	89

SARTORIUS STEDIM FRANCE Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2025	Indicateur calculable (1=oui, 0=non)	Nombre de points maximum de l'indicateur	Résultat final obtenu	Nombre de points maximum des indicateurs calculables	Nombre de points obtenus
1- Ecart de rémunération (en %)	1	40	7.2	40	31
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés)	1	35	3.6	35	25
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité	1	15	100	15	15
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations	1	10	5	10	10
Total des indicateurs calculables				100	81
INDEX (sur 100 points)				100	81

SARTORIUS STEDIM ASEPTICS Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2025	Indicateur calculable (1=oui, 0=non)	Nombre de points maximum de l'indicateur	Résultat final obtenu	Nombre de points maximum des indicateurs calculables	Nombre de points obtenus
1- Ecart de rémunération (en %)	1	40	0.8	40	39
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés)	1	35	0.4	35	35
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité	0	15	INCALCULABLE	0	0
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations	1	10	4	10	10
Total des indicateurs calculables				85	84
INDEX (sur 100 points)				100	99

SARTORIUS STEDIM FMT Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2025	Indicateur calculable (1=oui, 0=non)	Nombre de points maximum de l'indicateur	Résultat final obtenu	Nombre de points maximum des indicateurs calculables	Nombre de points obtenus
1- Ecart de rémunération (en %)	1	40	1.5	40	38
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en %)	1	20	3	20	20
3- Ecart de taux de promotions (en %)	1	15	1.5	15	15
4- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité	1	15	100	15	15
5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations	1	10	4	10	10
Total des indicateurs calculables				100	98
INDEX (sur 100 points)				100	98

SARTORIUS CHROMATOGRAPHY EQUIPMENT Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2025	Indicateur calculable (1=oui, 0=non)	Nombre de points maximum de l'indicateur	Résultat final obtenu	Nombre de points maximum des indicateurs calculables	Nombre de points obtenus
1- Ecart de rémunération (en %)	0	40	INCALCULABLE	0	0
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés)	1	35	0.9	35	35
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité	0	15	INCALCULABLE	0	0
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations	1	10	0	10	0
Total des indicateurs calculables				45	35
INDEX (sur 100 points)				100	INCALCULABLE

SARTORIUS POLYPLUS Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2025	Indicateur calculable (1=oui, 0=non)	Nombre de points maximum de l'indicateur	Résultat final obtenu	Nombre de points maximum des indicateurs calculables	Nombre de points obtenus
1- Ecart de rémunération (en %)	1	40	7.5	40	31
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés)	1	35	0.6	35	35
3- Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité	1	15	100	15	15
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations	1	10	4	10	10
Total des indicateurs calculables				100	91
INDEX (sur 100 points)				100	91