

SARTORIUS

Index d'égalité
professionnelle
femmes-hommes
2024

Simplifying Progress

Sartorius France | Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024

| SARTORIUS FRANCE Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024 | 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 | 4,8 | 40 | 35 |
| 2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| 3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 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 | 80 |
| INDEX (sur 100 points) | | | | 100 | 94 |

Sartorius Stedim France | Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024

| SARTORIUS STEDIM FRANCE Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024 | 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 | 8,9 | 40 | 29 |
| 2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| 3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 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 | 89 |
| INDEX (sur 100 points) | | | | 100 | 89 |

Sartorius Stedim Aseptics | Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024

| SARTORIUS STEDIM ASEPTICS Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024 | 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 | 6,4 | 40 | 33 |
| 2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 2 | 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 | 88 |
| INDEX (sur 100 points) | | | | 100 | 88 |

Sartorius Stedim FMT | Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024

| SARTORIUS STEDIM FMT Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024 | 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 | 0,4 | 40 | 39 |
| 2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en %) | 1 | 20 | 0,3 | 20 | 20 |
| 3- Ecart de taux de promotions (en %) | 1 | 15 | 1,2 | 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 | 2 | 10 | 5 |
| Total des indicateurs calculables | | | | 100 | 94 |
| INDEX (sur 100 points) | | | | 100 | 94 |

Sartorius Chromatography Equipment | Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024

| SARTORIUS CHROMATOGRAPHY EQUIPMENT Calcul de l'index d'égalité professionnelle Femmes-Hommes 2024 | 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 | |
| 2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0,8 | 35 | 35 |
| 3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 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 2024

| Sartorius Polyplus Calcul de l'index égalité professionnelle F/H 2024 | Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Résultat final obtenu | Nombre de points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1- Ecart de rémunération (en%) | 1 | 1,5 | 38 | 40 | 40 |
| 2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,9 | 35 | 35 | 35 |
| 3 - Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
| 4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Total des indicateurs calculables | | | 98 | 100 | |
| INDEX (sur 100 points) | | | 98 | 100 | |