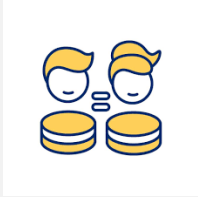


L'index 2022 égalité Hommes-Femmes pour la société revvity sas dont le numéro de SIREN est 692031115 basée en France est de 93 points sur 100.

1



Niveaux de rémunération

S'assurer de l'équité dans les rémunérations entre les Hommes et les Femmes

SCORE: 33/40

2

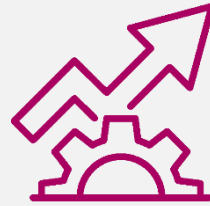


Ecarts d'augmentations

S'assurer que les Femmes et les Hommes sont augmentés de manière équitable quelque soit leur genre

SCORE: 20/20

3



Augmentations au retour d'un congé maternité

S'assurer que les Femmes de retour de congé maternité bénéficient d'une augmentation

SCORE: 15/15

4



Ecarts sur les promotions

S'assurer que l'ensemble des salariés accèdent à des promotions équitablement quelque soit leur genre

SCORE: 15/15

5



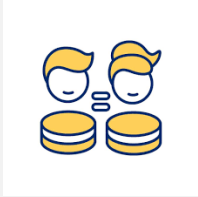
Parité au sein des 10 plus hautes rémunérations

S'assurer que les Hommes et les Femmes soient équitablement répartis parmi les 10 plus hauts salaires

SCORE: 10/10

L'index 2022 égalité Hommes-Femmes pour la société Cisbio Bioassays dont le numéro de SIREN est 519 954 986 basée en France est de 98 points sur 100.

1



Niveaux de rémunération

S'assurer de l'équité dans les rémunérations entre les Hommes et les Femmes

SCORE: 38/40

2

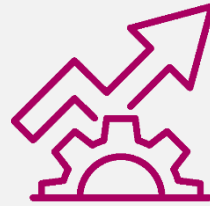


Ecarts d'augmentations

S'assurer que les Femmes et les Hommes sont augmentés de manière équitable quelque soit leur genre

SCORE: 20/20

3



Augmentations au retour d'un congé maternité

S'assurer que les Femmes de retour de congé maternité bénéficient d'une augmentation

SCORE: 15/15

4



Ecarts sur les promotions

S'assurer que l'ensemble des salariés accèdent à des promotions équitablement quelque soit leur genre

SCORE: 15/15

5



Parité au sein des 10 plus hautes rémunérations

S'assurer que les Hommes et les Femmes soient équitablement répartis parmi les 10 plus hauts salaires

SCORE: 10/10