



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DES EMPLOYÉS POTENTIELS

Les sociétés appartenant au groupe Spectris (désignées dans le présent avis de confidentialité comme « Spectris », « nous », « notre », « nos ») prennent la protection de la vie privée au sérieux. Nous considérons qu'il est de notre devoir de protéger vos données personnelles et de veiller à ce que toute donnée personnelle soit utilisée conformément aux lois applicables en matière de protection des données.

Le présent avis de confidentialité explique quel type de données personnelles est collecté auprès des membres de la communauté des futurs employés et comment elles sont utilisées.

Cet avis de confidentialité a été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2024 et peut être modifié au fil du temps. L'avis de confidentialité le plus récent est publié sur le site web de Spectris.

I. QUI EST RESPONSABLE DES DONNÉES PERSONNELLES?

Spectris Plc est l'entreprise qui détermine le déclenchement du processus de communauté des employés potentiels et la configuration de notre système d'information en ressources humaines (RH) pour le processus de recrutement dans l'ensemble du groupe Spectris. À ce titre, Spectris Plc assure également la maintenance du système d'information RH. Avec Spectris Plc, la société Spectris spécifique qui vous intéresse en tant qu'employé potentiel (la « société d'exploitation Spectris ») sera responsable du traitement des données à caractère personnel tel que décrit dans le présent avis de confidentialité. Les deux entités agiront en tant que contrôleur au sens des lois applicables en matière de protection des données. Si vous avez des questions concernant le présent avis de confidentialité, l'utilisation que nous faisons de vos données à caractère personnel ou vos droits en la matière, vous pouvez nous joindre à l'adresse data.protection@spectris.com. Ce compte est contrôlé par le Conseil en matière de protection de la vie privée du groupe Spectris. Si cela s'avère nécessaire, votre courriel sera transmis à la société d'exploitation Spectris concernée.

II. DANS QUEL BUT TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES?

Lorsque vous devenez membre de la communauté des employés potentiels, nous traiterons vos données personnelles pour communiquer avec vous au sujet des nouvelles ou futures opportunités de carrière et des événements de réseautage professionnel qui correspondent à votre expérience professionnelle et à vos intérêts.

III. SUR QUELLE BASE LÉGALE TRAITONS-NOUS LES DONNÉES PERSONNELLES?

Nous traiterons vos données personnelles sur la base de votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment en envoyant un courriel à data.protection@spectris.com.

IV. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS À CET EFFET?

À cette fin, nous traitons votre nom et votre adresse courriel ainsi que des informations que vous pouvez nous avoir fournies, par exemple dans le cadre d'une demande d'emploi.

V. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES?

Lorsque vous faites partie de notre communauté d'employés potentiels, nous conservons vos données pendant 24 mois après votre consentement, après quoi vos informations seront automatiquement supprimées de nos systèmes, sauf en cas d'entente contraire avec vous.

VI. QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES?

Accès à vos données personnelles au sein du Groupe Spectris

Vos données personnelles seront disponibles au sein de la communauté RH du groupe Spectris, qui a seulement besoin d'accéder aux données et uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif spécifié ci-dessus. Nous prendrons les mesures appropriées pour nous assurer que vos données personnelles soient protégées de manière appropriée.

Les données personnelles peuvent également être consultées par des personnes au sein de Spectris qui sont chargées de gérer notre système d'information RH. Ces personnes sont soumises à des obligations de confidentialité et formées à la protection des données. Le partage ultérieur des données personnelles au sein de Spectris ne sera effectué qu'aux fins énoncées ci-dessus et ce, dans la mesure nécessaire ou avec votre consentement.

Spectris met en œuvre un programme de conformité en matière de protection des données à l'échelle du groupe, ce qui signifie que vos données personnelles échangées au sein du groupe Spectris sont traitées avec le même degré de soin, quel que soit le lieu de traitement, tant que vos données sont transférées au sein du groupe Spectris.

Accès à vos données personnelles par des tiers

Nous utilisons un système d'information RH tiers basé sur le nuage. Nous pouvons également devoir nous conformer à des organismes gouvernementaux et réglementaires et à d'autres tiers à qui nous devons divulguer des informations en vertu de la loi applicable, ou autrement lorsque cela est nécessaire pour nous conformer à une obligation légale ou pour l'administration de la justice. Si nécessaire, nous pouvons partager les données personnelles avec nos conseillers professionnels, par exemple en cas de litige ou d'affaire juridique. Là où des tiers ont accès aux données personnelles, nous prenons les mesures contractuelles, techniques et organisationnelles nécessaires.

Si vos données personnelles sont transférées à un destinataire situé dans un pays en dehors de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni qui n'offre pas un niveau de protection adéquat des données personnelles, nous fournirons des mesures de protection appropriées, par exemple par le biais d'un contrat englobant les clauses types de protection des données adoptées par la Commission européenne. Une copie de ce contrat ou de plus amples informations sur les mesures de protection appropriées prises pour permettre le transfert de données personnelles peuvent être obtenues sur demande à data.protection@spectris.com.

VII. COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES SÉCURISÉES?

Nous avons pris des mesures de protection adéquates pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Nous avons mis en œuvre des mesures techniques, physiques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre la destruction accidentelle ou illégale ou la perte accidentelle, la détérioration, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé.

VIII. VOS DROITS

Vous disposez d'un certain nombre de droits en vertu de la législation applicable en matière de protection des données en ce qui concerne notre traitement de vos données personnelles. Vous avez notamment le droit de :

- demander l'accès à vos données personnelles;
- demander la rectification de toute donnée personnelle que nous détenons;
- sous certaines conditions :
 - demander la suppression de vos données personnelles;
 - demander des restrictions sur le traitement de vos données personnelles;
 - faire transférer vos données personnelles à un autre responsable du traitement;
- retirer votre consentement lorsque celui-ci est requis pour le traitement;
- déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données. Au Royaume-Uni, il s'agit de l'Information Commissioner's Officer (ICO). Une liste des autorités européennes peut être consultée en suivant ce lien : http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Si vous avez des questions concernant cet avis de confidentialité, notre utilisation de vos données personnelles ou vos droits en lien avec vos données personnelles, vous pouvez nous joindre en écrivant à data.protection@spectris.com. Ce compte est surveillé par le conseiller en protection de la vie privée du groupe Spectris. Si nécessaire, votre message sera transféré à la société d'exploitation Spectris concernée.