

I. INTRODUCTION ET PORTÉE

Cet avis de confidentialité fournit des informations sur le traitement des données personnelles par Malvern Panalytical B.V. ou la filiale concernée de Malvern Panalytical ou de Spectris (« Malvern Panalytical »). Cet avis de confidentialité a été révisé en octobre 2024 et peut être modifié au fil du temps. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement les mises à jour.

Malvern Panalytical, située à Lelyweg 1 (7602 EA) 7600 AA Almelo, Pays-Bas, est responsable du traitement de toutes les données personnelles des candidats à l'emploi et des futurs employés ou travailleurs temporaires sous sa supervision (tels que des stagiaires). Si vous postulez à un emploi auprès d'une entreprise affiliée à Malvern Panalytical, cette entreprise est également responsable du traitement de vos données personnelles. Pour plus d'informations sur notre groupe, consultez la section VI de cet avis (« QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES? »).

II. POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES?

Nous traiterons vos données à caractère personnel dans le but de (i) gérer et administrer les processus de recrutement et les politiques et pratiques qui s'y rapportent au sein de Malvern Panalytical, (ii) communiquer avec vous au sujet de votre intérêt pour un emploi chez Malvern Panalytical, et (iii) nous conformer aux lois applicables. Veuillez noter que le processus de recrutement peut inclure :

- L'évaluation des candidats
- La vérification préemploi
- La vérification des références
- Le test médical

Si vous choisissez de fournir votre genre lors du processus de candidature, nous traiterons ces informations dans le cadre de notre programme de diversité, d'inclusion et d'appartenance afin de promouvoir l'égalité des chances au sein de notre organisation.

Si vous postulez auprès d'une de nos entités considérées comme « entrepreneur fédéral » sous la législation américaine, vous serez invité à fournir des informations sur votre appartenance raciale ou origine ethnique, votre statut d'ancien combattant protégé et votre statut de personne en situation de handicap. Ces informations, si vous choisissez de les fournir, seront utilisées uniquement à des fins de suivi et de rapports en matière d'égalité des chances.

Les informations autodéclarées sur le handicap seront utilisées pour déterminer si nous devons apporter des ajustements raisonnables au processus de recrutement (p. ex. des aménagements pour une entrevue).

Le partage de ces informations sur la diversité est entièrement volontaire et n'aura aucune incidence sur la décision d'embauche.

Catégories particulières de données à caractère personnel

Si vous fournissez des informations personnelles sensibles, vous acceptez que ces informations soient utilisées de la manière décrite dans le présent avis de confidentialité sur le recrutement.

Nous traitons ces catégories particulières de données à caractère personnel dans des circonstances limitées et conformément à la législation applicable en matière de protection de la vie privée.

Lorsque la législation locale l'exige, nous traitons vos données à caractère personnel (sensibles) sur la base de votre consentement.

III. SUR QUELLE BASE LÉGALE TRAITONS-NOUS LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL?

Nous traitons vos données personnelles sur la base de notre intérêt légitime à garantir que Malvern Panalytical ou ses sociétés d'exploitation puissent évaluer et sélectionner efficacement les candidats.

La vérification de préemploi est réalisée pour des raisons de sécurité ou en lien avec les contrôles à l'exportation, la lutte anticorruption, l'éthique, la conformité ou toute autre obligation légale ou réglementaire applicable.

Les catégories spéciales de données telles que la race ou l'origine nationale ou ethnique seront traitées dans le cadre de la surveillance de l'égalité des chances, dans la mesure où la loi le permet ou l'exige.

IV. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS À CETTE FIN?

Dans le cadre de votre candidature, nous collecterons, conserverons et utiliserons les catégories d'informations personnelles suivantes vous concernant :

- Les renseignements fournis dans votre formulaire de candidature y compris votre nom, votre titre, votre téléphone, votre courriel, votre adresse personnelle, votre historique d'emploi, vos qualifications.
- Toutes les informations contenues dans votre lettre de présentation et votre CV (telles que vos affiliations professionnelles, vos antécédents en matière d'emploi et d'éducation).
- Les informations que vous avez publiées sur des sites de réseaux sociaux professionnels (tels que LinkedIn).
- Votre correspondance avec Malvern Panalytical ou toute autre société d'exploitation pertinente concernant des demandes d'emploi (y compris les références).
- Nous pouvons également traiter les données personnelles nécessaires à la vérification de votre solvabilité, de votre admissibilité au travail et des éventuelles condamnations criminelles inscrites à votre casier judiciaire.

- Les informations que vous fournissez volontairement dans le cadre des initiatives sur la diversité et l'égalité des chances (tel le genre), ainsi que les informations personnelles sensibles (telles la race, l'origine nationale ou ethnique).
- Les informations sur les condamnations pénales et les infractions.

Nous pouvons également collecter des données obtenues par des tiers tels que des agences de recrutement, des références, des fournisseurs de services de vérification des antécédents, etc.

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

- **États-Unis** : Si vous postulez à un emploi dans l'une de nos entités aux États-Unis, vos données seront conservées pendant 24 mois à compter du dépôt de votre candidature. Au cours de cette période, nous pourrions vous contacter pour des postes similaires à celui auquel vous avez postulé, sauf si vous nous signalez votre refus par un courriel intitulé « **Désinscription** » à data.protection@spectris.com.
- **Autres pays** : Pour examiner votre candidature par rapport à d'autres postes chez Malvern Panalytical ou ses sociétés affiliées, vos données seront conservées jusqu'à un an à compter du dépôt de votre candidature pour un poste précis, ou deux ans si vous avez soumis une candidature spontanée. Vous pouvez demander à ne pas être contacté pour des postes similaires à celui auquel vous avez postulé en envoyant un courriel intitulé « **Désinscription** » à data.protection@spectris.com. Si vous choisissez de vous désinscrire, vos données personnelles seront conservées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires dans le cadre de votre candidature ou si la loi ou nos intérêts légitimes l'exigent.

Si vous êtes embauché par Malvern Panalytical, vos données seront couvertes par notre Avis de confidentialité des employés.

VI. QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES?

Malvern Panalytical fait partie du Groupe Spectris, une organisation internationale dont les sièges sociaux sont situés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark et aux États-Unis. Bien que vos données personnelles ne seront accessibles qu'aux personnes qui ont besoin d'y accéder, vos informations peuvent être accessibles à des sociétés affiliées du groupe ou à des employés basés dans d'autres pays, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins spécifiées dans la section II (ci-dessus). Cela peut être le cas, par exemple, pour la prestation de services administratifs ou de soutien, ou si la fonction pour laquelle vous postulez relève d'une personne basée dans un pays différent du vôtre. En outre, vos informations seront stockées dans notre système RH central, dont le serveur est situé en Europe. Nous prendrons les mesures appropriées pour garantir une protection adéquate de vos données personnelles. Pour plus d'informations sur le programme de protection des données de notre groupe, veuillez contacter data.protection@spectris.com.

Vos données personnelles peuvent également être mises à la disposition des fournisseurs de vérification des antécédents afin de mener des vérifications et des contrôles sur les recrues potentielles une fois qu'une offre d'emploi a été faite et que vous l'avez acceptée.

Dans d'autres cas, vos données personnelles ne seront pas fournies à des tiers, sauf si la loi l'exige.

Lorsque nous partagerons vos données avec des fournisseurs d'évaluation tiers dans le cadre du processus de sélection, nous vous en informerons à l'avance. Cette notification inclura les raisons du partage de vos données personnelles avec ce tiers, comme indiqué ici.

VII. COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES SÉCURISÉES?

Malvern Panalytical et ses sociétés d'exploitation ont 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, la perte accidentelle, la détérioration, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé, ainsi que contre toute autre forme de traitement illégal (y compris, mais sans s'y limiter, la collecte inutile) ou de traitement additionnel.

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 le traitement que nous faisons de vos données à caractère personnel. Vous avez notamment le droit de :

- demander l'accès à vos données personnelles;
- demander la correction de vos données personnelles;
- sous certaines conditions :
 - demander la suppression de vos données;
 - demander des restrictions sur le traitement de vos données;
 - demander le transfert de vos données 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 (telle que l'Autorité des données personnelles aux Pays-Bas et d'autres autorités européennes listées [ici](#)).

Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez fournir les détails pertinents au bureau de la protection de la vie privée de Malvern Panalytical : dataprotection@malvernpanalytical.com.

En cas de doute ou pour toute question relative à la protection des données, vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante : dataprotection@malvernpanalytical.com.