

### I. PRÉSENTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent Avis de confidentialité fournit des informations sur le traitement des données à caractère personnel par Malvern Panalytical B.V. et/ou la société affiliée Malvern Panalytical ou Spectris concernée (« Malvern Panalytical »). Le présent Avis de confidentialité a été mis à jour pour la dernière fois en novembre 2025 et peut être ponctuellement modifié. Il vous est conseillé de vérifier régulièrement si des modifications y ont été apportées.

Malvern Panalytical, dont le siège est situé à Lelyweg 1 (7602 EA) 7600 AA Almelo, Pays-Bas, est considérée comme le responsable du traitement de toutes les données à caractère personnel des candidats et futurs employés ou travailleurs temporaires qu'elle supervise (par exemple, les stagiaires).

### II. À QUELLE FIN TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous traitons vos données à caractère personnel afin de (i) gérer et administrer les processus de recrutement et les politiques et pratiques associées au sein de Malvern Panalytical et (ii) communiquer avec vous au sujet des postes ciblés à Malvern Panalytical. Veuillez noter que le processus de recrutement peut inclure :

- Une évaluation du candidat
- Une évaluation préalable
- Une vérification des références professionnelles
- Un examen de santé

Si vous postulez à un poste au sein d'une de nos entités considérées comme « contractant fédéral » en vertu de la loi américaine, il vous sera demandé de fournir des informations concernant votre statut protégé d'ancien combattant et votre statut de handicap. Si vous choisissez de fournir ces données, nous les utiliserons afin de nous conformer aux lois applicables, y compris les réglementations de l'OFCCP.

Nous utiliserons les informations que vous déclarez concernant votre handicap pour déterminer si nous devons apporter des aménagements appropriés durant le processus de recrutement, par exemple si des ajustements doivent être apportés lors d'un entretien.

Fournir ces informations est entièrement volontaire et n'aura aucune incidence sur la décision relative à l'embauche.

### III. SUR QUELLE BASE JURIDIQUE TRAITONS-NOUS CES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de notre intérêt légitime, pour veiller à ce que Malvern Panalytical et/ou les entreprises du groupe puissent évaluer et sélectionner efficacement les candidats.

Un contrôle préalable à l'embauche des candidats sera réalisée pour des raisons de sécurité ou en lien avec le contrôle des exportations, de lutte contre la corruption, d'éthique et de conformité, et pour toutes les autres obligations légales ou réglementaires auxquelles nous pourrions être assujettis.

Lorsque la législation locale l'exige, nous traitons vos données personnelles (sensible) sur la base de votre consentements.

### IV. QUELLES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITONS-NOUS À CETTE FIN ?

Dans le cadre du processus de recrutement, nous collecterons, conserverons et utiliserons les catégories suivantes de renseignements personnels vous concernant :

- Les renseignements que vous avez fournis sur notre formulaire de candidature, notamment (nom, titre, numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale, antécédent professionnels, qualifications),
- toutes les informations incluses dans votre lettre de motivation et votre CV (associations, expérience professionnelle, études),

- les informations que vous avez publiées sur les sites des réseaux sociaux professionnels (tels que LinkedIn)
- Vos échanges avec Malvern Panalytical et/ou toute société affiliée en lien avec votre candidature (y compris les références).

Nous pouvons également traiter les données à caractère personnel nécessaires à l'évaluation de votre solvabilité, à la vérification de votre éligibilité au travail et à l'examen de votre casier judiciaire.

### V. **PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?**

États-Unis :

Si vous postulez à un poste vacant auprès de l'une de nos entités américaines, nous conserverons vos données personnelles pendant 24 mois à compter de la date de votre candidature. Durant cette période, nous pourrions également vous contacter pour des postes similaires à celui pour lequel vous avez postulé, sauf si vous nous informez du contraire en envoyant un courriel avec pour objet « Désinscription » à [opt.out@spectris.com](mailto:opt.out@spectris.com).

Autres pays :

Pour examiner votre candidature en vue d'autres opportunités chez Malvern Panalytical ou ses sociétés affiliées, nous conserverons vos données personnelles pendant un an maximum à compter de la date de votre candidature pour un poste spécifique, ou deux ans si vous postulez pour des postes futurs. Si vous ne souhaitez pas que nous vous contactions pour des postes similaires à celui pour lequel vous avez postulé, veuillez envoyer un courriel avec pour objet « Désinscription » à [opt.out@spectris.com](mailto:opt.out@spectris.com). Si vous vous désinscrivez, vos données personnelles seront conservées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires aux fins de votre candidature ou conformément aux exigences légales ou à nos intérêts légitimes.

Si vous devenez employé de Malvern Panalytical, vos données personnelles seront régies par notre Avis de confidentialité relatifs aux employés.

### VI. **QUI PEUT ACCÉDER À VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?**

Malvern Panalytical appartient au groupe Spectris, une organisation internationale. Les sièges sociaux des entreprises du groupe Spectris sont situés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark et aux États-Unis. Vos données personnelles ne seront accessibles qu'aux personnes qui en ont besoin. Toutefois, elles pourront être consultées par les sociétés affiliées du groupe et/ou par des employés situés hors de votre pays de résidence, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins précisées à la section II (ci-dessus). Ce sera le cas, par exemple, pour la fourniture de services administratifs ou de support, ou si le poste pour lequel vous postulez est rattaché à du personnel basé dans un pays différent du vôtre. Par ailleurs, vos informations seront conservées dans notre système RH central, dont le serveur est situé en Europe. Nous mettrons en œuvre les mesures appropriées pour garantir la protection de vos données personnelles. Pour plus d'informations sur notre programme de protection des données, veuillez contacter [opt.out@spectris.com](mailto:opt.out@spectris.com).

Vos données personnelles peuvent également être communiquées à des prestataires de vérification des antécédents afin de procéder à des vérifications sur les candidats potentiels une fois l'offre d'emploi acceptée. Dans les autres cas, vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers, sauf si la loi l'exige.

Lorsque nous partageons vos données avec des prestataires externes d'évaluation dans le cadre du processus de sélection, nous vous en informerons au préalable. Cette notification précisera les raisons de ce partage, telles que décrites dans le présent document.

### VII. COMMENT VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT-ELLES PROTÉGÉES ?

Malvern Panalytical et les entreprises de son groupe ont mis en place des garanties appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données à caractère personnel. Nous avons pris des mesures techniques, physiques et organisationnelles adaptées pour protéger vos données à caractère personnel contre toute forme de destruction fortuite ou illicite, de perte fortuite, de dommages, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisé, et de traitement illicite ou excessif (notamment, toute forme de collecte superflue).

### VIII. VOS DROITS

Le droit applicable à la protection des données vous confère différents droits concernant le traitement de vos données à caractère personnel par notre société. Il s'agit notamment :

- du droit d'accès à vos données à caractère personnel ;
- du droit de demander la rectification de toutes les données à caractère personnel que nous détenons ;
- sous certaines conditions :
  - du droit de demander l'effacement de vos données à caractère personnel ;
  - du droit de demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel ;
  - du droit de demander la transmission de vos données à caractère personnel à un autre responsable du traitement des données ;
- lorsque le traitement est basé sur votre consentement, le droit de retirer ce consentement ; et
- du droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données (au Pays-Bas, il s'agit de l'Autoriteit Persoonsgegevens. Le lien suivant vous redirigera vers une liste des autres autorités : [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=612080](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080)

Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez fournir les informations nécessaires au Bureau de la protection des données de Malvern Panalytical : [opt.out@spectris.com](mailto:opt.out@spectris.com)

En cas de doute ou pour toute question relative à la protection des données, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : [opt.out@spectris.com](mailto:opt.out@spectris.com)