

## I. INTRODUCTION ET PORTÉE

Cette Notice de confidentialité fournit des informations sur le traitement des données personnelles par Malvern Panalytical B.V. et/ou l'affilié correspondant de Malvern Panalytical ou Spectris (« Malvern Panalytical »). Cette Notice de confidentialité a été examinée pour la dernière fois en Juin 2026 et pourrait être modifiée au fil du temps. Il est conseillé de vérifier régulièrement s'il y a des changements.

Malvern Panalytical, basée chez Lelyweg 1 (7602 EA) 7600 AA Almelo, Pays-Bas, est le responsable du traitement de toutes les données personnelles des candidats à l'emploi et des futurs employés ou travailleurs temporaires sous sa supervision (comme les stagiaires). Si vous postulez à un poste auprès d'une des sociétés affiliées à Malvern Panalytical, cette société est le co-responsable du traitement de vos données personnelles. Pour plus d'informations sur notre Groupe, voir la section VI de cet Avis de confidentialité (« QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES ? »).

## II. À QUEL BUT TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Nous traiterons vos données personnelles dans le but de (i) gérer et gérer les processus de recrutement ainsi que les politiques et pratiques associées au sein de Malvern Panalytical ; (ii) communiquer avec vous concernant votre intérêt pour un emploi chez Malvern Panalytical ; et (iii) notre conformité aux lois applicables. Veuillez noter que le processus de recrutement peut inclure:

- Évaluation des candidats
- Présélection avant l'embauche
- Référencement professionnel
- Préparez et signez une lettre d'offre d'emploi

Si vous postulez un poste vacant auprès de l'une de nos entités qui est un « contractuel fédéral » selon la loi américaine, on vous demandera de fournir des informations sur votre statut de vétéran protégé et votre statut d'invalidité. Si vous choisissez de fournir ce type de données, nous les utiliserons pour respecter les lois applicables, y compris les réglementations de l'OFCCP.

Nous utiliserons les informations auto-déclarées concernant votre statut de handicap pour déterminer si nous devons fournir des ajustements appropriés lors du processus de recrutement, par exemple s'ils doivent être faits lors d'un entretien.

Fournir ces informations est entièrement volontaire et n'aura aucune incidence sur une décision d'emploi.

## III. SUR QUELLE BASE LÉGALE TRAITONS-NOUS LES DONNÉES PERSONNELLES À CETTE FIN ?

Nous traiterons vos données personnelles sur la base de notre intérêt légitime à garantir que Malvern Panalytical et/ou ses sociétés opérationnelles puissent évaluer et sélectionner efficacement les candidats.

Le contrôle préalable à l'embauche des candidats potentiels sera effectué pour des raisons de sécurité ou en lien avec les contrôles à l'exportation, la lutte contre la corruption et la corruption, l'éthique et la conformité ainsi que toute autre obligation légale ou réglementaire auxquelles nous pourrions être soumis.

Lorsque la loi locale l'exige, nous traitons vos données personnelles (sensibles) sur la

base de votre consentement.

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

En lien avec votre candidature pour travailler chez nous, nous collecterons, stockerons et utiliserons les catégories suivantes d'informations personnelles à votre sujet lorsque vous accéderez et utiliserez les systèmes de recrutement Spectris, y compris les informations personnelles vous concernant ou de tiers autorisés (par exemple, des agences de recrutement préalablement autorisés à nous soumettre ces informations) ou des recommandations :

- Les informations que vous avez fournies sur notre formulaire de candidature, y compris le nom, le titre, le téléphone, l'adresse e-mail, les adresses domiciliaires, l'historique professionnel, les qualifications.
- Toutes les informations contenues dans votre lettre de motivation ou votre CV/CV (comme vos adhésions professionnelles, votre parcours professionnel et éducatif).
- Les informations que vous avez publiées sur des réseaux sociaux professionnels (comme LinkedIn).
- Votre correspondance avec Malvern Panalytical et/ou toute société d'exploitation pertinente concernant les candidatures d'emploi (y compris les références).
- Nous pouvons également traiter les données personnelles nécessaires pour évaluer votre dossier de crédit, la preuve d'éligibilité au travail et toute condamnation pénale non annulée antérieure.
- Informations sur les condamnations et infractions pénales.

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

*États-Unis:*

Si vous postulez à un poste vacant dans l'une de nos entités américaines, nous conserverons vos données personnelles pendant une période de 24 mois à compter de la date de votre candidature. Pendant cette période, nous pouvons également vous contacter pour des postes similaires à celui auquel vous avez postulé, sauf si vous nous informez autrement en envoyant un e-mail avec le titre « Refuser » à [opt.out@spectris.com](mailto:opt.out@spectris.com).

*Autres pays :*

Pour examiner votre candidature par rapport à d'autres opportunités chez Malvern Panalytical ou ses sociétés affiliées, nous conserverons vos données personnelles jusqu'à un an civil à compter de la date de votre candidature pour un poste spécifique, ou deux années civiles si elles sont soumises pour de futurs postes. Si vous ne souhaitez pas que nous vous contactions pour des postes similaires à celui auquel vous avez postulé, veuillez envoyer un e-mail avec le titre « Refuser » à [opt.out@spectris.com](mailto:opt.out@spectris.com). Si vous vous retirez, vos données personnelles seront conservées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires pour votre candidature ou selon l'exigence légale ou notre intérêt légitime.

Si vous devenez salarié de Malvern Panalytical, vos données personnelles 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 opérant à l'échelle mondiale. Le groupe Spectris est une organisation opérant à l'échelle mondiale, avec des entités juridiques, des processus commerciaux, des organisations de gestion et des infrastructures système qui transcendent les frontières. Spectris, basé au 6<sup>e</sup> étage, The Block, Space House, 12 Keeley Street, Londres, Angleterre, WC2B 4BA, est le responsable du traitement central des données de toutes les données personnelles des candidats et des futurs employés ou travailleurs temporaires sous sa supervision (comme les stagiaires), y compris la gestion du système de recrutement et d'intégration ainsi que la performance des indicateurs et analyses généraux. Si vous postulez à un poste vacant auprès d'une

des sociétés affiliées à Spectris, cette société est le co-responsable du traitement de vos données personnelles.

Autres sociétés affiliées à Spectris : Bien que vos données personnelles ne soient accessibles qu'à ceux qui ont besoin d'y accéder, vos informations peuvent être accessibles aux sociétés affiliées du Groupe, qui peuvent être situées partout dans le monde où Spectris ou ses sociétés affiliées opèrent et/ou aux employés hors de votre pays d'origine, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'objectif spécifié à la section II (ci-dessus). Cela peut par exemple être le cas pour la fourniture de services administratifs ou de soutien, ou si le poste auquel vous postulez concerne le personnel basé dans un pays différent du vôtre. De plus, vos informations seront stockées dans notre système RH central, lequel est en Europe. Nous prendrons les mesures appropriées pour garantir que vos données personnelles soient correctement protégées. Pour plus d'informations sur le programme de protection des données de notre Groupe, veuillez contacter [data.protection@spectris.com](mailto:data.protection@spectris.com).

Tiers : Nous pouvons partager vos données personnelles avec des tiers, qui se sont tous engagés avec nous afin de respecter la confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles. Nous faisons appel aux prestataires de services pour effectuer des activités de traitement des données et vous fournir des services. Par exemple, vos données personnelles peuvent être accessibles aux fournisseurs de vérifications d'antécédents afin de réaliser des vérifications et des vérifications sur les candidats potentiels une fois qu'une offre d'emploi a été faite et que vous avez accepté. Vos données personnelles peuvent également être partagées avec Workday Limited à des fins d'administration du recrutement et de communication. Dans d'autres cas, vos données personnelles ne seront pas fournies à des tiers, sauf si la loi l'exige.

Lorsque nous partageons vos données avec des prestataires 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, telles que précisées ici.

**Autres :** Nous pouvons également partager vos informations personnelles avec les administrations gouvernementales et les régulateurs (par exemple, autorités fiscales, sécurité sociale, autorités gouvernementales conformément aux lois applicables ou selon l'obligation légale).

## VII. COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES SÉCURISÉES ?

Malvern Panalytical et ses sociétés d'exploitation ont pris des mesures de protection adéquates pour garantir la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Nous avons mis en place des mesures techniques, physiques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre la destruction accidentelle ou illégale, la perte accidentelle, les dommages, les modifications, la divulgation ou l'accès non autorisé, ainsi que contre toutes les autres formes de traitement illégal (y compris, mais sans s'y limiter à la collecte inutile) ou à d'autres traitements.

## VIII. VOS DROITS

Vous disposez de plusieurs droits en vertu de la législation applicable sur la protection des données concernant notre traitement de vos données personnelles. Celles-ci incluent :

- le droit de demander l'accès à vos données personnelles ;
- le droit de demander la rectification de toute donnée personnelle que nous détenons ;

## Avis de confidentialité du



- Sous réserve de certaines conditions :
  - le droit de demander l'effacement de vos données personnelles ;
  - le droit de demander une restriction au traitement de vos données personnelles ;
  - le droit de faire transférer vos données personnelles à un autre responsable de traitement ;
- lorsque nous nous appuyons sur votre consentement pour le traitement, le droit de retirer ce consentement ; et
- le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données (aux Pays-Bas, il s'agit de l'Autoriteit Persoonsgegevens). Une liste d'autres autorités est disponible [ici](#).

Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez fournir les informations pertinentes au Bureau de la confidentialité de Malvern Panalytical : [dataprotection@malvernpanalytical.com](mailto:dataprotection@malvernpanalytical.com).

En cas de doute, ou si vous avez des questions concernant la protection des données, vous pouvez nous contacter via [dataprotection@malvernpanalytical.com](mailto:dataprotection@malvernpanalytical.com).