

N° 2016/72034.7

Page 1 / 1

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

MALVERN PANALYTICAL

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**VENTE, INSTALLATION, ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS ELECTRONIQUES PROFESSIONNELS
DANS LE DOMAINE DE L'ANALYSE. FORMATION A LA THEORIE, L'UTILISATION ET LA MAINTENANCE.**

**SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE AND REPAIR OF PROFESSIONAL ELECTRONIC EQUIPMENT
FOR ANALYSIS. RELATED TRAINING IN THE THEORY, USE AND MAINTENANCE.**

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015 - ISO 45001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

24 RUE ÉMILE BAUDOT BÂTIMENT LE PHÉNIX FR-91120 PALAISEAU

Le détail des activités et sites certifiés par norme est mentionné sur les certificats suivants :
The description of certified activities and locations per standard is mentioned on the following certificates:

**Certificat ISO 9001 : 2015 n° 574
Certificat ISO 45001 : 2018 n° 55523**

**Certificats ISO 9001 et ISO 45001 délivrés sous accréditation n° 4-0001
Certificates ISO 9001 and ISO 45001 issued under accreditation n°4-0001**

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2024-10-30

Jusqu'au
Until

2027-10-27

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Seuls les certificats électroniques, consultables sur www.afnor.org, font foi en temps réel de la certification de l'organisme.
The electronic certificates only, available at www.afnor.org, attest in real-time that the company is certified.
Certification de systèmes de management. Portée d'accréditation disponible sur www.cofrac.fr.
Management Systems Certification. Accreditation scope available on www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée - AFAQ is a registered trademark. CERT1 F 1313.5. 03/2022.

*Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité du certificat*

