

Le système de management

BERTHOLD France SAS

Route des Bruyères BP 25
Parc technologique des Bruyères
78770 THOIRY
France

a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001 : 2015

Pour les activités suivantes

**Commercialisation et maintenance d'instruments
de mesure et d'analyse pour la science et l'industrie.**

**Sales and service of measuring and analysis
instruments for science and industry.**

Ce certificat est valable du 7 mai 2019 au 6 mai 2022
et reste valide jusqu'à décision satisfaisante à l'issue des audits de suivi
annuel. Certifié depuis mai 2007

Utilisé par

SGS

29, avenue Aristide Briand - 94111 Arcueil Cedex - France
t +33 (0)1 41 24 87 75 - f +33 (0)1 73 01 71 29 - www.sgs.com

Page 1 de 1

