

CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Certificate No.016ZB20S32729R2M
Unified social credit code:911101137839553986

This is to Certify that the Occupational Health and Safety Management System of

**SARTORIUS SCIENTIFIC INSTRUMENTS (BEIJING) CO.,
LIMITED**

is in conformity with

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 Standard, applies to

ASSEMBLY, SALES AND AFTER SERVICE OF ELECTRONIC BALANCE, ACIDITY METER,
THERMOGRAVIMETRIC MOISTURE METER AND WEIGHING MODULE

REGISTERED ADDRESS:WORKSHOP BULIDING, NO.33, YU'AN RD., SHUNYI DISTRICT, ZONE B,
TIANZHU AIRPORT INDUSTRIAL PARK, BEIJING, P.R.C.

OPERATION ADDRESS:WORKSHOP BULIDING, NO.33, YU'AN RD., SHUNYI DISTRICT, ZONE B,
TIANZHU AIRPORT INDUSTRIAL PARK, BEIJING, P.R.C.

Date of Initial Issuance:Jun. 12, 2010
Date of Re-certification Issuance:Dec. 19, 2018

Date of Issuance:Nov. 27, 2020

Date of Expiration:Dec. 16, 2021

(Date of Re-certification Audit:Nov. 26, 2018 To Nov. 28, 2018, Date of Last Certification Cycle Expiration:Dec. 16, 2018)

BCC Inc.

President:

尚志强



BCC Address: Room 1101, Floor 11, Building 1, Guoyingyuan, Xicheng District, Beijing, P.R.C.
This certificate is valid within state - specified validities of administrative and qualification licensing.
The effectiveness of this certificate shall be maintained by regular surveillance audit,
the validity of the certificate can be inquired through www.bcc.com.cn or by QR code.
The information of this certificate available for inquiry on CNCA's website: www.cnca.gov.cn.



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M



职业健康安全管理体系认证证书

注册号：016ZB20S32729R2M
统一社会信用代码：911101137839553986

兹证明

赛多利斯科学仪器（北京）有限公司

职业健康安全管理体系符合
GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准，适用于

电子天平、酸度计、热重水分测定仪和称重模块的组装、销售和售后服务

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕安路33号厂房办公楼

经营地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕安路33号厂房办公楼

初次发证日期：2010年06月12日

再认证日期：2018年12月19日

本次发证日期：2020年11月27日

证书有效期至：2021年12月16日

(本次再认证审核日期：2018年11月26日到2018年11月28日，上一认证周期截止日期：2018年12月16日)

新世纪检验认证有限责任公司

总经理：

高志强



BCC地址：北京市西城区国英园1号楼11层1101室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。
证书有效性可通过网站：www.bcc.com.cn查询，也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M

