

## 技术参数

标准的通道尺寸	3413和3423	0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0* $\mu\text{m}$
	3415和3425	0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0 $\mu\text{m}$ 或0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0* $\mu\text{m}$
	3445	0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0 $\mu\text{m}$
流速	3413和3415	28.3 LPM(1.0 CFM) $\pm$ 5% (默认值为出厂设置)
	3423和3425	50 LPM(1.77 CFM) $\pm$ 5% (默认值为出厂设置)
	3445	100 LPM(3.53 CFM) $\pm$ 5% (默认值为出厂设置)
零计数	符合JIS B9921.5分钟内1颗或少于1颗,95%置信区间	
符合损失	28.3 LPM(1.0 CFM)	14,126,000个/ $\text{m}^3$ 时为5% (400,000个/ $\text{ft}^3$ )
	50 LPM(1.77 CFM)	4,000,000个/ $\text{m}^3$ 时为5% (113,266个/ $\text{ft}^3$ )
	100 LPM(3.53 CFM)	10,000,000个/ $\text{m}^3$ 时为5% (283,166个/ $\text{ft}^3$ )
计数效率	3413和3423	0.3 $\mu\text{m}$ 时为50% $\pm$ 20%,(在最小灵敏度的1.5倍时为100% $\pm$ 10%) ,完全符合ISO21501-4)
	3415,3425和3445	0.5 $\mu\text{m}$ 时为50% $\pm$ 20for,(在最小灵敏度的1.5倍时为100% $\pm$ 10%) ,完全符合ISO21501-4)
光源	长寿命的激光二极管,平均无故障时间为10年	
泵的类型	真空泵,可连续使用	
计数显示屏	彩色的1/4 VGA TFT 触摸屏	
接口	基于Windows CE®	
采样/持续/延迟时间	1秒钟到23小时59分59秒	
计数警报	1~9,999,999个计数值	
计数周期	在自动模式下,最多可达到100个	
歧管	支持2432 32-端口的多路采样系统	
位置标签	0~999,显示在打印输出上	
数据存储	5,000个样品,在历史数据查看页面上可以滚动	
通讯接口	RS232,RS485,802.11 b/g无线,802.3以太网,USB客户端 (Version 1.1), USB主机端 (Version1.1)	
通讯协议	Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX	
电池类型	锂电池,可充电、可热插拔	
运行时间(电池)	28.3LPM(1.0CFM)和50LPM (1.77CFM)	6小时**
	100LPM(3.53CFM)	3小时**
电池的充电时间	最少为6.75小时,最多为10小时	
电源	24 VDC 3.2A,配有100~240VAC 50/60 Hz适配器 (包含在运输箱中)	
尺寸	31.8Wx25.4Dx20.3H cm (12.5x10x8 inches)	
重量(不含电池)	3413和3415	7.55 kg (16.6 lbs)
	3423和3425	8.33 kg (18.3 lbs)
	3445	8.65 kg (19.0 lbs)
机箱材质	易于清洁的钝化不锈钢	
环境	运行温度	0~40°C (32~104°F)
		相对湿度为10~90%, 无冷凝
	存储温度	-40~50°C (-40~122°F)
		相对湿度为0~98%, 无冷凝
保修	2年(仪器),3年(长寿命的激光二极管)	
所含附件	零点计数过滤器	等动力探头(铝)
	闪存驱动	PortAll 2.4 测试软件
	操作手册	10英尺无结Hytrel®管路
选项	无线通讯	相对湿度/温度
	空气流速传感器	硬质携带箱
	电池充电器	等动力探头(不锈钢)
	IQ/OQ确认协议	过滤器扫描探头
	高压分散器	与RS-485或RS-232转换器相连接的USB接口
		MET ONE 2432 32端口多路采样系统

\* 通道的选择可以在订货的时候确定, 可选范围在0.3  $\mu\text{m}$ 到25  $\mu\text{m}$ 之间。但是, 0.3  $\mu\text{m}$ 和25  $\mu\text{m}$ 不能一起配置。

\*\* 电池的寿命是基于不同的使用情况。



贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司

上海市浦东新区福山路500号城建国际中心12层 邮编: 200122 电话: 021-38651000

网址: www.particle.com

广州 020-8518 7188	福州 0591-8850 5800	成都 028-8621 0135	武汉 027-8823 2300	南京 025-6667 6033	杭州 0571-8767 8208	北京 010-6521 3000
西安 029-8833 7440	哈尔滨 0451-5555 0637	郑州 0371-5563 7430	济南 0531-8096 5011	沈阳 024-3195 8690	昆明 0871-6361 7528	乌鲁木齐 0991-2952 790

@ 2013 Beckman Coulter Commercial Enterprise(china)Co.,Ltd

PRINTED IN CHINA



# MET ONE 3400系列 便携式空气颗粒计数器

以太网通讯, 无线通讯和串行通讯方式可供选择



## MET ONE 3400 系列

——最快捷、最便于使用的尘埃粒子计数器，有效节约了操作人员的时间

### 直观的用户界面

简便的区域，位置和运行参数的配置和复制

### 采样向导

符合ISO14644和Annex 1法规

### 符合 21 CFR Part 11法规

无需纸张确保数据传输安全

### 仪器与仪器之间的 准确度和再现性

完全符合ISO 21501-4 校准法规



### OPC 服务器支持开放的通讯结构

与数据管理软件之间的工业标准

### 灵活的通讯方式

无线通讯、以太网通讯、串行通讯、USB

### 长时间连续运行

双热插拔电池

### 可选择的100 LPM流量

1立方米采样只需10分钟

全新增强型MET ONE 3400系列是在任意工厂或环境监测项目中使用最简便、最容易集成的便携式颗粒计数器。使用软件向导很容易将MET ONE 3400设置为常规采样，并可以指导操作人员对仪器进行配置，以满足ISO 14644,EU GMP附录1和其它常规的法规采样要求。设置完成后，仪器的使用非常简便，通过一个按键就可以完成采样和位置识别，节约了技术人员宝贵的时间，并减少了不同采样点之间可能会出现错误。

一旦在您的第一台颗粒计数器上建立了程序，就很容易进行复制。只需将完整的配置拷贝到一个U盘中，并将新的设置发送到下一个设备中即可。这样您就可以快速简便地创建一个颗粒计数器群。而且，由于我们的颗粒计数器符合ISO 21051法规，您可以确保所有的仪器都具有相同的准确度和再现性。

此外，具有诸如以太网和802.11无线和开放通讯结构等多种通讯选项可供选择，MET ONE 3400可以实现与任意工厂监测或中央数据管理系统之间的无缝连接，并消除手动记录的必要性。

MET ONE 3400系列有28.3LPM, 50LPM和100 LPM可供选择。根据EU GMP附录1导则中的A级认证，全新的100 LPM MET ONE 3445只需10分钟就可以完成1立方米的采样。

