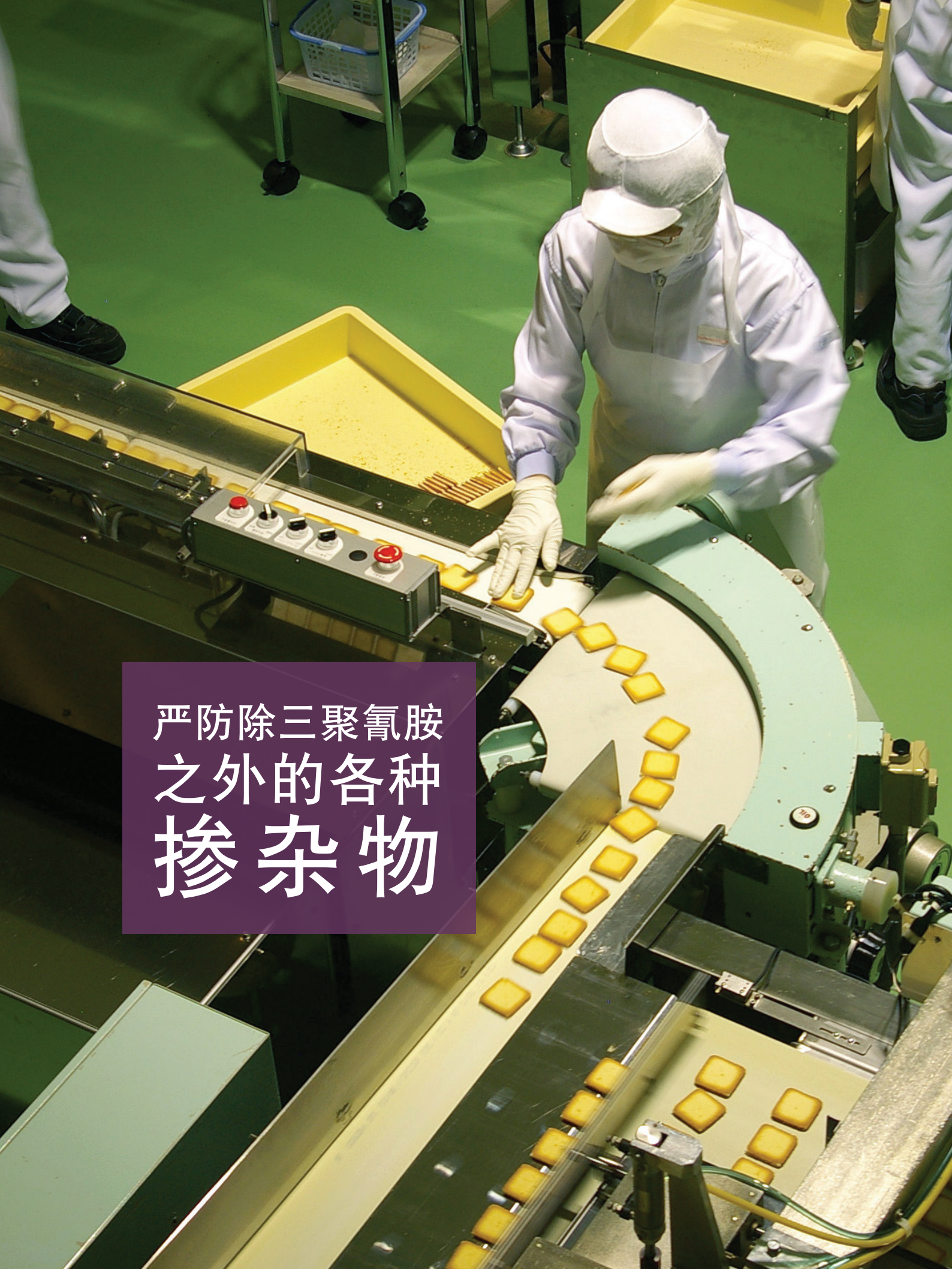




严防下一个 三聚氰胺



DairyGuard™ Milk Powder Analyzer
奶粉分析仪

A worker in a cleanroom environment, wearing a white protective suit, cap, and gloves, is operating a machine. The machine is producing yellow, square-shaped products, likely cheese or a similar food item, which are being processed on a conveyor belt. The worker is carefully monitoring the process. The background shows a clean, industrial setting with green flooring and yellow trays.

严防除三聚氰胺
之外的各种
掺杂物

您最重要的材料.....

大多数原材料的成本一直在攀升。作为一家食品生产商，您不断寻求将产品推向市场的最经济解决方案。

问题是，那些低成本的材料之所以便宜，原因可能很简单，它们掺入了廉价的掺杂物。

这种掺杂可能是用低成本的材料“注水”，这种做法可通过凯氏定氮法或杜氏定氮法等常用的蛋白质含量测定来发现。但掺杂方式越来越复杂化。这些掺杂物（如三聚氰胺、尿素、植物蛋白以及可能尚未被发现的其它污染物等）不仅会毁掉您的品牌声誉，还可对公众健康造成灾难性的后果。

这正是我们开发 DairyGuard Milk Powder Analyzer 奶粉分析仪的原因。DairyGuard 采用先进算法来筛查奶粉中各种已知和未知的廉价掺杂物，并快速执行蛋白质、水分和脂肪的常规测定。这种非靶向筛查可降低您的品牌风险，还能帮助您交付迄今最重要的因素：安心。



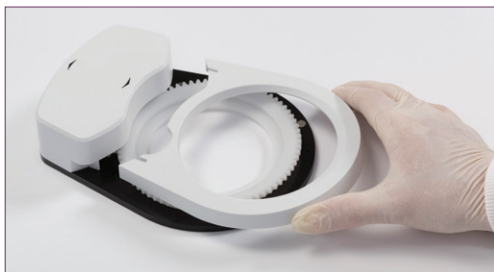
确保每一份样品的真实性和安全性



知道自己在找什么吗？

100 多年以来，乳制品生产商根据营养参数付款给原料供应商，其中蛋白质含量对牛奶而言特别重要。对食品组分的标准化验涉及食品的总氮浓度测定，并依靠恒定的校准因子来获得蛋白质含量数据。因此，有些供应商通过向有高蛋白要求的食品中加入高氮含量的化合物，使蛋白质含量测定读数虚高以期获得更高的价格。

尿素、三聚氰酸和臭名昭著的三聚氰胺就是以这样的方式进入我们的奶产品并引起轰动的。有没有更多类似“三聚氰胺”的东西呢？答案是肯定有。



奶粉分析的首选系统

当考虑保护奶粉的最优选择时，最好从行业熟悉的技术开始。近红外 (NIR) 是首选平台，用来确认蛋白质、水分和脂肪的分析证书 (COA)。也可以用来快速、高效而可靠地筛查廉价掺杂物。

DairyGuard 系统以行业领先的 Frontier™ 近红外平台为基础，能快速且简单地执行测量，非常适合检测食品中的掺杂物。NIRA II 漫反射附件是专门设计用来与 DairyGuard 解决方案一道使用，特点是表面容易清洁，有旋转的样品支架。

该系统也更灵活，能够容纳不同大小的培养皿，可在实验室环境下进行轻松测量。此外，双波段选项容许在同一系统上进行中红外 (MIR) 和 NIR 分析。这使得它能在透射、反射和透反射等模式之间轻松地切换，让您能够在同一仪器上测量其它组分。

我们还为 DairyGuard 系统设计了全套的自我检查诊断功能，以确保它始终在最佳状态下工作，并经过优化以获得最可靠的结果。



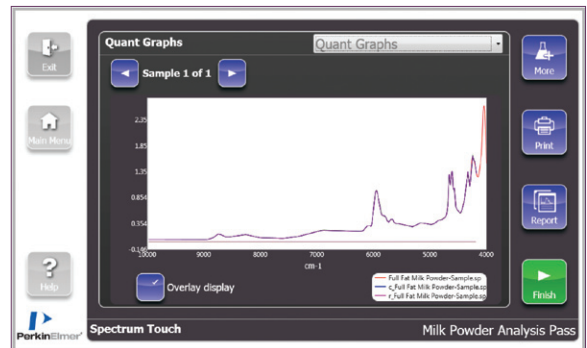
全程指导

除了易于使用和维护的硬件，您还应当具有简单易用的软件。Spectrum™ Touch 软件让您实验室中的任何人都能对原材料进行分析，而不仅限于分析化学师。

Spectrum Touch 软件可以进行设置，只需点击几下鼠标，软件就能告诉您奶粉中的蛋白质、水分和脂肪是否处在可接受的水平。不仅如此，您可以通过红/绿灯指示（不合格/合格）来了解样品真实性。通过非靶向检测，系统可以立即提醒您奶粉有任何已知或未知的掺杂物。此外，Spectrum Touch 软件可以经优化用于 PC、触屏设备以及遥控环境。

除了易于使用，必要时还可以通过直观的 Spectrum Touch Workflow Developer 来操纵各种创新性的定性与定量算法，确保取得快速而准确的结果。

Spectrum Touch 可以确保您公司中过程的一致性。当配合强大的 TIBCO Spotfire® 信息学解决方案一道使用时，DairyGuard 系统让您能够根据整个公司中某个原料的成本来评估供应商的质量绩效。



Parameter	Value	Status
Sample Name	Full Fat Milk Powder-Sample	
Sample Description	Sample 015 By Administrator	
Spectral Quality	Pass	Pass
Sample Integrity	Pass Identified as Full Fat Milk Powder	Pass
Protein Concentration	26.4%	In-specification
Moisture Concentration	2.7%	In-specification
Fat Concentration	24.8%	In-specification
Contamination Search	No Contamination Identified	Pass

Parameter	Value	Status
Sample Name	Full Fat Milk Powder-Sample	
Sample Description	Sample 015 By Administrator	
Spectral Quality	Pass	Pass
Sample Integrity	Fail	Fail
Protein Concentration	26.4%	In-specification
Moisture Concentration	2.7%	In-specification
Fat Concentration	24.8%	In-specification
Contamination Search	Possible Contamination	Fail
Contaminant / Concentration	Melamine 8.3%	Fail

红灯、绿灯：有了 Spectrum Touch 软件，您将能检测出廉价掺杂物，并现场测定蛋白质、脂肪和水分含量。



您的样品 您的方法 您的安心

最适合您的方法就是最好的方法

奶粉筛查要求与奶粉供应商本身一样个性化。因此，我们确保为您量身订作 DairyGuard 方法，并迎合您的具体检测要求。

无论您生产的是什么类型的乳制品，我们均能提供可检测蛋白质、水分和脂肪的定量检测方法。但令 DairyGuard 与众不同的是它的定性、非靶向筛查方法，用来筛查已知的和未知的掺杂物。

关键在于它的简便性：合格/不合格测试可当场提醒您各种异物的存在。不必将样品发给繁忙的第三方实验室。不用长时间等待结果。

您的要求和您的方法

您的奶产品会受当地的地理、气候条件、您的企业的若干因素影响。您需要适应您的要求的方法，而不是一刀切式的解决方案。

PerkinElmer 有 20 年以上的分析方法开发经验，这些经验都反映在我们一流的乳制品方法开发过程中。因此，您能够信赖我们的方法开发专家，帮助您为样品量身定做专门的筛查方案，确保营养学和掺杂参数有更严格的容差。

这些方法是在您的仪器上使用您的样品开发出来的。这样可以实现简便性 – 无需以前的 NIR 经验，马上就能得到结果。我们还提供指导，让您能够充分利用您的 DairyGuard 解决方案。因此，您能确保所用方法紧跟不断变化的供应商和不断变化的掺杂物。

信赖我们的支持

如今的实验室既是科学机构又是企业，要在这两方面竞争并赢得胜利，您需要对实验室的全面服务与支持。PerkinElmer 的 OneSource® Laboratory Services 实验室服务带来了最先进的解决方案，涉及资产管理和您每天都面对的运营挑战。事实上，我们重新定义并革新了实验室服务提供商这一角色，为客户交付：

- 战略性实验室服务
- 多卖方仪器维护与维修
- 确认和认证服务
- 实验室搬迁服务
- 资产购买和处置服务
- 商业情报服务
- 科学 IT 服务
- 等等。

此外，我们全面性的信息学解决方案能比以前更高效而有效率地帮助您管理您的全球供应，例如，将奶粉的成本信息与质量数据联系起来，让商业决策更灵通。

重视食品安全是我们的天职。

DairyGuard Milk Powder Analyzer 奶粉分析仪是本公司全面产品系列中的一款，旨在保护公众，确保您的品牌不受任何已知的或未知的廉价掺杂物的影响。油脂、调味品、乳制品、保健药品等等。无论您为嗷嗷待哺的婴儿提供何种食品，我们都有解决方案来让它们更安全、更货真价实。





欲了解更多信息，
请扫描二维码关注我们的
微信公众平台

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司

中国技术中心

上海总公司

地址：上海张江高科技园区
张衡路1670号
电话：021-60645888
传真：021-60645999 邮编：201203

北京分公司

地址：北京朝阳区酒仙桥路14号
兆维工业园甲2号楼1楼东
电话：010-84348999
传真：010-84348988 邮编：100015

成都分公司

地址：成都市高新西区西芯大道5号
汇都总部园6栋3楼
电话：028-87857220
传真：028-87857221 邮编：611730

中文网址：www.perkinelmer.com.cn

武汉分公司

地址：武汉武昌临江大道96号
武汉万达中心1808室
电话：027-88913055
传真：027-88913380 邮编：430062

广州分公司

地址：广州市荔湾区芳村大道白鹅潭
下市直街1号信义会馆12号
电话：020-37891888
传真：020-37891899 邮编：510370

新疆分公司

地址：乌鲁木齐市经济开发区玄武湖路
555号万达中心1808室
电话：0991-372 8650
传真：0991-372 8650 邮编：830000

客户服务电话：800 820 5046 400 820 5046

沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心 2803 - 2805室
电话：024-22566158
传真：024-22566153 邮编：110014

南京分公司

地址：南京市鼓楼区中山北路2号
紫峰大厦17楼1701室
电话：025-51875680
传真：025-51875689 邮编：210008

昆明分公司

地址：云南省昆明市五华区三市街
柏联广场6号写字楼12层1203室
电话：0871-65878921
传真：0871-65878579 邮编：650021

西安分公司

地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段
64号西安凯德广场11层1101-10室
电话：029-81292671 87204855
传真：029-81292126 邮编：710065

青岛分公司

地址：山东青岛市市南区燕儿岛路10号
凯悦中心青岛农业科技大厦1504室
电话：0532-66986008
传真：0532-66986009 邮编：266071



有关我们全球办事处的完整清单，请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs

Copyright © 2013, PerkinElmer, Inc. 版权所有。PerkinElmer® 是 PerkinElmer 公司的注册商标。其它商标均是各自所有者的财产。