

L'indicatore Combics Ex offre nuove possibilità

Flessibilità e mobilità nella pesatura in aree a rischio di esplosione

Sartorius AG
37070 Goettingen,
Germania

Telefono +49.551.3684
Fax +49.551.308.3572
www.sartorius.com

Goettingen, 11.12.2008 – Gli ambienti potenzialmente esplosivi sono soggetti a delle restrizioni che solitamente non lasciano molto spazio a modificazioni. Proprio per questo motivo gli utenti richiedono dei componenti versatili che permettano di eseguire anche configurazioni complesse degli strumenti di pesatura. Sartorius Mechatronics offre il suo indicatore Combics EX per le zone 1 e 21 arricchito ora di nuove prestazioni ed interfacce. Il risultato: maggiori possibilità per quanto riguarda l'installazione e la configurazione degli strumenti di pesatura in aree potenzialmente esplosive. Il nuovo indicatore Combics EX consente di collegare in modo affidabile e versatile piattaforme digitali ad alta risoluzione e sistemi PLC, per esempio. Permette, inoltre, di collegare alla bilancia uno scanner di codici a barre wireless, oppure di integrare la bilancia in una rete WLAN.

Il punto centrale delle nuove possibilità offerte dall'indicatore Combics Ex a sicurezza intrinseca è rappresentato da una soluzione di alimentazione configurabile con la massima flessibilità: il sistema di alimentazione e comunicazione YPSC. Oltre alle diverse opzioni per la configurazione delle connessioni cavo, si può selezionare un'uscita dati analogica di 4..20 mA oppure Profibus DP. Queste uscite dati sono interessanti per soluzioni di pesatura con sistemi di controllo o collegamento di rete mediante bus di campo. Il vantaggio di queste interfacce dati è il loro grado di protezione "e" (sicurezza aumentata)

che consente il collegamento senza dover utilizzare una barriera oppure un convertitore d'interfaccia per la comunicazione tra l'area a rischio di esplosione e l'area sicura.

Il sistema di alimentazione e comunicazione è utilizzabile sia nelle zone a rischio di esplosione 1 e 21 sia nell'area sicura. Esso alimenta a sicurezza intrinseca i seguenti strumenti di pesatura Sartorius: la serie di apparecchi Combics Ex, gli indicatori e le bilance compatte Factory Ex, le piattaforme IS-EX e le celle di carico OEM, modello WZA-X. In base alla configurazione specifica del cliente, la versione base del sistema di alimentazione e comunicazione può essere equipaggiata con un modulo di alimentazione aggiuntivo, per es. per alimentare una piattaforma ad alta risoluzione, oppure per alimentare due bilance o indicatori antideflagranti collegati in rete. Il cliente può creare inoltre delle soluzioni personalizzate per quanto riguarda le lunghezze specifiche del cavo o per la scelta delle connessioni cavo che possono essere separabili o installate in modo permanente.

Mobilità nell'area a rischio di esplosione

Negli ambienti potenzialmente esplosivi è frequente l'uso di codici a barre per l'acquisizione dei dati dei materiali e dei dati logistici. Il nuovo scanner di codici a barre antideflagrante per l'indicatore Combics EX è costituito da una stazione base che può comunicare in modo wireless, senza fili, con fino a 6 scanner di codici a barre. Questi scanner sono in grado di leggere tutti i codici a barre standard da una distanza compresa tra 20 cm e 2,5 m.

Il Client EX WLAN Sartorius offre ulteriori opzioni per realizzare soluzioni di pesatura mobili in aree a rischio di esplosione, mediante l'integrazione di una bilancia antideflagrante mobile in una rete WLAN composta da punti di accesso.

Questa è una soluzione economicamente conveniente se, ad esempio, per risparmiare sui costi, si decide di lavorare con una sola bilancia in diversi posti nella produzione o in magazzino. Il nuovo Client con custodia antideflagrante è conforme al sistema CISCO 1242 e lavora secondo lo standard IEEE 802.11 a/b/g oppure IEEE 802.3.

Bilancia ad alta risoluzione antideflagrante per le aree a rischio di esplosione per presenza di polveri

Per le applicazioni di pesatura nella zona 21, che richiedono risoluzioni elevate di 0,1 g, si può utilizzare l'indicatore Combics Ex insieme ad una piattaforma dotata di sistema monolitico e peso di regolazione interno motorizzato.

In questa configurazione una piattaforma IS antideflagrante viene collegata all'indicatore Combics Ex tramite la nuova interfaccia RS485, che sostituisce il convertitore analogico/digitale, e viene alimentata mediante il nuovo sistema di alimentazione e comunicazione. Tutte le opzioni di interfaccia dell'indicatore sono disponibili anche per questa combinazione di apparecchi.

Conclusioni: l'indicatore Combics Ex offre una varietà di nuove opzioni che permettono di realizzare soluzioni flessibili e personalizzate anche in ambienti potenzialmente esplosivi. L'area a rischio di esplosione non è più la zona delle restrizioni; essa offre ora una maggiore libertà d'azione per la configurazione di un processo di pesatura ottimizzato.

Profilo della Sartorius

Il Gruppo Sartorius è un fornitore leader internazionale di tecnologie di laboratorio e processo nei segmenti della biotecnologia e della mecatronica. Nel 2007 il gruppo tecnologico ha realizzato un fatturato pro forma di 622,7 milioni di euro. L'azienda, fondata nel 1870 a Göttingen, in Germania, conta attualmente circa 4500 dipendenti. Il segmento Biotecnologie si concentra essenzialmente nei settori della fermentazione, filtrazione, purificazione, del trattamento dei fluidi e delle tecnologie di laboratorio.

Il segmento Meccatronica produce, in particolare, apparecchi e sistemi di pesatura, di misura

e automazione per le applicazioni industriali e di laboratorio.
I clienti chiave della Sartorius provengono dall'industria farmaceutica, chimica, alimentare e delle bevande e da numerosi istituti di ricerca e di formazione del settore pubblico. La Sartorius dispone di proprie sedi di produzione in Europa, Asia e America e di società affiliate di distribuzione e rappresentanze commerciali locali in oltre 110 Paesi.

Materiale fotografico per il comunicato stampa:

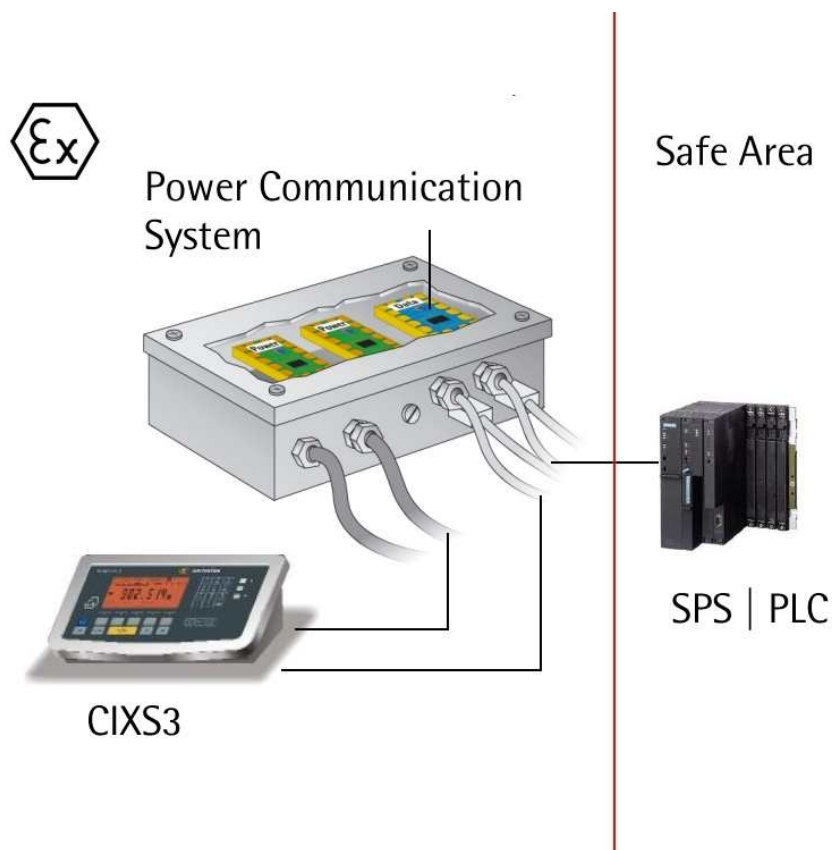


Figura: Il nuovo sistema di alimentazione e comunicazione permette la connessione di sistemi PLC.

Contatti: Dominic Grone | Elke Schild, Comunicazione aziendale Gruppo Sartorius;
Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Goettingen, Germania
Tel: +49.551/308-3684; Fax: 0551/ 308-3572;
E-mail: dominic.grone@sartorius.com; elke.schild@sartorius.com
<http://www.sartorius.com>; servizio stampa: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>