



## Signum® Komplettwaage

### Option Y2: Für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22 (ATEX)



- Für Signum Waagen Regular, Advanced, Supreme
- Für den Einsatz in durch Gas und Staub (nicht leitend) explosionsgefährdeten Bereichen, in denen bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt (entspr. Richtlinie 1999/92/EG ATEX 137)
- Betriebsmittel der Gerätekategorie 3GD, Kennzeichnung und Prüfung nach neuer Norm

Die Konformitätserklärung der Signum Kompaktwaage:



**II 3 GD Ex nA nC nL IIC T4 T80°C IP6x**

Herstellerklärung auf Basis des internen Prüfberichtes SAG 06ATEX003X

- : Schutz (staubdicht, geschützt gegen eindringenden Wasserstrahl)
- : alle Stromversorgungsmöglichkeiten der Standardwaage möglich und alle Optionen (außer Barcodeanschluss, Ethernet, Unterflurwiegen)
- : Die Herstellerklärung erfolgte schon nach der neuen Ausgabe der EN 60079-15/ Ausgabe 2005 (bezüglich Schutzart „n“). Die Gültigkeit der Ausgabe 2003 mit der bisherigen Kennzeichnung „EEx“ läuft 2007 aus.
- : Die interne Justiergewichtschtung in Signum Supreme (herstellergerecht standardmäßig eingebaut oder optional) kann auch in Verbindung mit Option Y2 genutzt werden
- : Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C bis 40°C

