



Bluetooth[®]
Wireless Technology
Zeigen Sie dem
Kabelsalat die Zähne

Bluetooth® Wireless Technology*. Drahtlos wägen und kommunizieren.

Computer- und Messtechnologien werden ständig schneller und sicherer. Das Erfassen und Auswerten von Daten zwischen Waage und PC ist effektiver und komfortabler denn je. Nur die Verbindungsstrecke, das Datenkabel, erscheint wenig zeitgemäß. Gerade in einer Zeit, in der drahtlose Kommunikation zunehmend Einsatz findet.

Bluetooth® wireless technology, bei Laptops und Mobiltelefonen längst akzeptiert, bietet auch für Mess-/Speicherprozesse echte Vorteile. Mit einer Reichweite von max. 100 Metern sind kabelfreie Verbindungen zwischen Messplätzen, PC und Peripherie absolut labortauglich.

Stolperfallen, aufwendige Kabelschächte und Staubsammler entfallen – Gerätestandorte werden flexibler. Auf Sichtverbindung angewiesene Infrarot-Datenschnittstellen entfallen. Für das mobile Wägen, aber auch für Rein- und Reinsträume oder kontaminierte Umgebungen stellt Bluetooth® wireless technology eine echte Alternative dar, die Probleme löst.

Nicht zu unterschätzen ist der Vorteil, mehrere Wägeplätze zu individuellen Netzwerken zusammenfassen zu können.

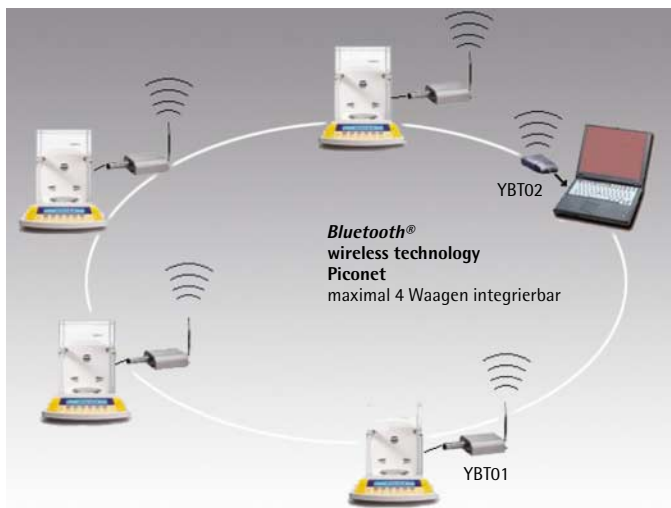
Die Installation ist denkbar einfach. Zur Übertragung wird das ISM-Frequenzband – Industrial | Scientific | Medical – bei ca. 2,45 GHz genutzt. Gebührenfrei, ohne laufende Kosten für den Anwender.

Datensicherheit hat bei Bluetooth® wireless technology hohe Priorität. Die Datenübertragung ist einerseits durch Frequenzhopping beim Senden und Empfangen geschützt, andererseits kann eine zusätzliche Datenverschlüsselung genutzt werden. So sind auch sensible Bereiche verlässlich abgesichert.

Mit den Modulen YBT01, zum Anschluss an die RS232C-Datenschnittstelle der Waage, und YBT02, zum Anschluss an die USB-Schnittstelle des PC, hat Sartorius für Sie eine Lösung, die gehobenen Ansprüchen genügt – auf dem Niveau unserer Premium-Waagen für den Einsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie.

Das Kommunikationsmodul im Edelstahlgehäuse trägt höchsten Reinlichkeitsansprüchen Rechnung. Alle Daten und Protokolle werden so übertragen, wie Sie es von RS232C-Datenschnittstellen gewohnt sind. Die neue netzwerkfähige Software zur Datenaquisition SPEXXIS®, funktioniert ohne Einschränkung.

Also: Zeigen Sie Kabelproblemen die Zähne. Mit Bluetooth® wireless technology. Die Module sind geeignet für den Einsatz mit unseren Premium-Waagenreihen GENIUS ME, Master^{pro} LA und Expert LE.



YBT01 Bluetooth®-RS232C-Adapter mit externer Antenne. Nur Point-to-Point Verbindungen.

Sendeleistung	entspricht Class 1
Unterstützte Profile	Serial Port
Datenübertragungsrate	1.200...115.200 Bit/s (durch Sartorius-Service konfigurierbar)
Temperaturbereich	0... +40 °C
IP-Schutzart	IP65
Maße (L×B×H)	121 mm × 84 mm × 32 mm (ohne Antenne, Verbindungskabel und Wandhalterung)

YBT02 Bluetooth®-USB-Adapter. Point-to-Multipoint fähig.

Sendeleistung	entspricht Class 1
Spezifikation	Bluetooth® wireless technology V.1.1
PC-Software	Bluetooth® device driver
Betriebssystem	Windows® 98, 2000, XP

Sartorius AG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289

www.sartorius.com

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
W/sart-168 · W
Publication No.: W--1096-d04033
Order No.: 98649-002-20

* Der Markenname und das Logo für Bluetooth® wireless technology sind im Besitz der Bluetooth SIG Inc., USA. Die Benutzung der Handelsmarke durch Sartorius ist lizenziert.