



Promega Italia



Foto: GloMax™ 20/20 Luminometry System

Scheda Tecnica

GLOMAX
INTEGRATED LUCIFERASE TECHNOLOGIES

GloMax™ 20/20 Luminometry System

Classificazione:

Caratteristiche Tecniche:

Sensibilità:

Intervallo di lettura lineare:

Sistema di rilevamento:

Intervallo di lettura:

Mass. lunghezza d'onda:

Iniettori:

Volume di iniezione:

Alloggiamento campioni:

Output dati:

Interfaccia informatico:

Alimentazione:

Dimensioni:

Peso:

Temperatura di lavoro:

Luminometro

700 molecole di luciferasi

> 8 decadi

Tubo fotomoltiplicatore (PMT)

350nm-650nm

420 nm

uno o due iniettori automatici (opzionale)

da 25 a 300 µl (± 3 µl), CV% < 2%

provette da 1.5 ml e piastre Petri da 35 mm

100% compatibile con il formato ASCII,

cavo seriale 9-pin RS-232 (9600 baud)

Windows®95 o superiore, MS Excel

12V 1067° Max wall output

32.82 cm X 26.52 cm X 21.39 cm

3.7 kg

15-40 °C

Modelli disponibili:

E5311- GloMax™ 20/20 Luminometro senza iniettori

E5321- GloMax™ 20/20 Luminometro con un iniettore

E5331- GloMax™ 20/20 Luminometro con due iniettori

Accessori

E5341- GloMax™ 20/20 Light Standard

E5351- GloMax™ 20/20 Fluorescent Module, UV

E5361- GloMax™ 20/20 Fluorescent Module, Blue



Foto: GloMax™ 20/20 Light Standard

Conformità: Lo strumento in oggetto è conforme alle direttive CEE 89/336, CEE72/23 e successivi emendamenti.

Requisiti di installazione: lo strumento non richiede particolari requisiti di installazione.

Promega Italia s.r.l. - Via Decembrio 28 – 20137 Milano

Tel. 02 54 05 01 94 Fax 02 55 18 56 64 Numero verde 800 69 18 18

E-mail: it_custserv@it.promega.com Sito Internet: www.promega.com/it