



Promega Italia



Foto: GloMax™ 96 Microplate Luminometer

Scheda Tecnica

GLOMAX
INTEGRATED LUCIFERASE TECHNOLOGIES

GloMax™ 96 Microplate Luminometer

Classificazione:

Luminometro a piastra da 96 pozzetti

Caratteristiche Tecniche:

| | |
|-------------------------------|--|
| Sensibilità: | 3×10^{-21} moli di luciferasi |
| Intervallo di lettura lineare | > 9 decenni |
| Crosstalk | migliore di 3×10^{-5} |
| Precisione: | CV% < 3 % |
| Sistema di Misurazione: | PMT (Photomultiplier Tube) |
| Finestra di rilevazione | 350-650 nm |
| Mass. lunghezza d'onda | 420 nm |
| Formato di piastra: | 96-pozzetti |
| Iniettori: | uno oppure due (opzionale) |
| Volume di iniezione: | selezionabile da 25 a 250 μ l ($\pm 1 \mu$ l), CV% < 1% |
| Interfaccia con il PC: | RS-232, richiede Windows®95 o programmi superiori e MS Excel |
| Alimentazione: | 0.5 A @ 100-240, 50-60 Hz (<i>universale</i>) |
| Dimensioni: | 49.38 cm X 47.63 cm X 23.57 cm (lpxa) |
| Peso: | 12.7 kg |
| Temperatura di lavoro: | 15-40 °C |

Modelli disponibili:

- E6501-** GloMax™ 96 Microplate Luminometer senza iniettori
- E6511-** GloMax™ 96 Microplate Luminometer con un singolo iniettore
- E6521-** GloMax™ 96 Microplate Luminometer con un doppio iniettore

Accessori

- E6531-** GloMax™ 96 Microplate Luminometer Light Plate
- E6541-** GloMax™ 96 Replacement Injector Tips 2x30
(Punte sostitutive per iniettori)



Foto: GloMax™ 96 Microplate Luminometer Light Plate

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

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**