

Nieuw bij Berthold Technologies:

NightSHADE in vivo plant imager

Sinds meer dan 60 jaar is Berthold Technologies een gevestigde naam voor analyse apparatuur voor de stralingsbescherming en Bio-analytische wereld. De focus van ons productengamma ligt bij hoog kwalitatieve luminescentie- en fluorescentiemetingen. Een wereldwijd netwerk van verkoop- en service kantoren staat in voor een snelle en klantvriendelijke aanpak.

Gebruikmakend van onze ervaring met onze [NightOWL](#) in vivo imagers, heeft Berthold Technologies het nieuwe [NightSHADE](#) imaging systeem ontwikkeld, specifiek voor plant onderzoek.

De NightSHADE biedt unieke mogelijkheden voor toepassingen zoals genetisch onderzoek, circadian rhythms, regulatie van plantengroei, stresstolerantie en screening van medicijnen.

Enkele unieke mogelijkheden van het systeem:

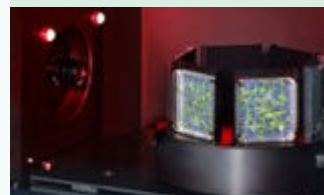
- ▶ **Top-view hoge resolutie emCCD camera**
- ▶ **LED verlichting voor de planten ter simulatie van het daglicht**
- ▶ **Een tweede camera voor zijzicht opnames**
- ▶ **Een roterende X-Y tafel voor 360° opnames**
- ▶ **Temperatuurs- en vochtigheidsregulatie**

Voor meer informatie, demonstraties en prijsoffertes, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Berthold Technologies Benelux
Dr. Hans Van Malderen
Vaartdijk 22
B-1800 VILVOORDE
Tel 0032-2-251.60.10 (B)
Tel 0031-30-236.89.65 (NL)
Email: hans.vanmalderen@berthold.com



[Leer meer over NightSHADE](#)



[Contacteer Berthold Technologies](#)

www.Berthold.com/Bio

* Some techniques for generating and/or detecting light in biological subjects are patented and may require licences from third parties. Users are advised to independently determine for themselves whether their activities infringe any valid patent.

BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co KG

Headquarters/Germany +49 7081 177 200 • USA +1 865 483 1488 • UK +44 1582 76 1477

Japan +81 3 5825 3557 • Italy +39 03 9287 3064 • Switzerland +41 4 4871 2500

India +91 22 2765 5462 • BeNeLux +32 2251 6010 • France +33 1 3494 7900

China +86 10 8813 1974 • Austria +43 1 9142 2510 • Australia +61 3 9467 6277

Spain +34 91 361 4428 • Nordic +47 32 135 435 • Korea +82 31 776 0771

Please visit web page for other countries