

Lecteurs de Gels & Blots

BERTHOLD France – DNR Bio-Imaging
une collaboration prometteuse

Le moteur de ce rapprochement est la volonté commune de proposer, grâce à notre complémentarité dans le domaine de l'imagerie optique, l'expertise la plus fine à l'ensemble de nos clients et ainsi mieux répondre à leurs besoins applicatifs.

DNR
Bio-Imaging

- Système d'imagerie haute résolution (1,6 – 3,2 ou 6 millions de pixels)
- Epi et/ou Transillumination UV/ Blanc
- Protection UV
- Zoom motorisé
- Image temps réel
- Logiciel d'analyse et de Quantification
- Caméras refroidies jusqu'à -70°C



APPLICATIONS :

Fluorescence: Ethidium bromide, SYPRO™ Orange, SYPRO™ Red, Cy™ 2, Cy™ 3, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™, Rhodamine Red, SYPRO™ Ruby, SYBR™ Green, GelStar™, SYBR™ Gold, Fluorescein, Texas Red™, GFP and more

Colorimetric: Silver Stain, Coomassie Brilliant Blue, film and more

Chemiluminescence: ECL™, ECL-Plus™, Lumi Light Plus™, Super Signal™, CDP Star™, CSPD™

Other: TLC plates, spot and slot blots, autoradiographs, microplate, macroarrays, membranes and more

Pour nous
contacter

www.
Berthold.com/
Bio