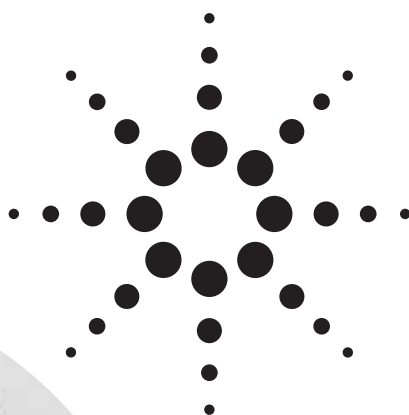


# Système de spectroscopie UV-Visible Agilent 8453E

Affichettes de mise en  
route et de vue d'ensemble  
des tâches



© Copyright Agilent Technologies, 2000

Tous droits réservés. La reproduction,  
l'adaptation ou la traduction sans autori-  
sation écrite préalable est interdite, sauf  
dans le cadre des lois sur le copyright.

N° de publication G1819-93004

Edition, 02/00

Imprimé en Allemagne



G1819-93004



**Agilent Technologies**